

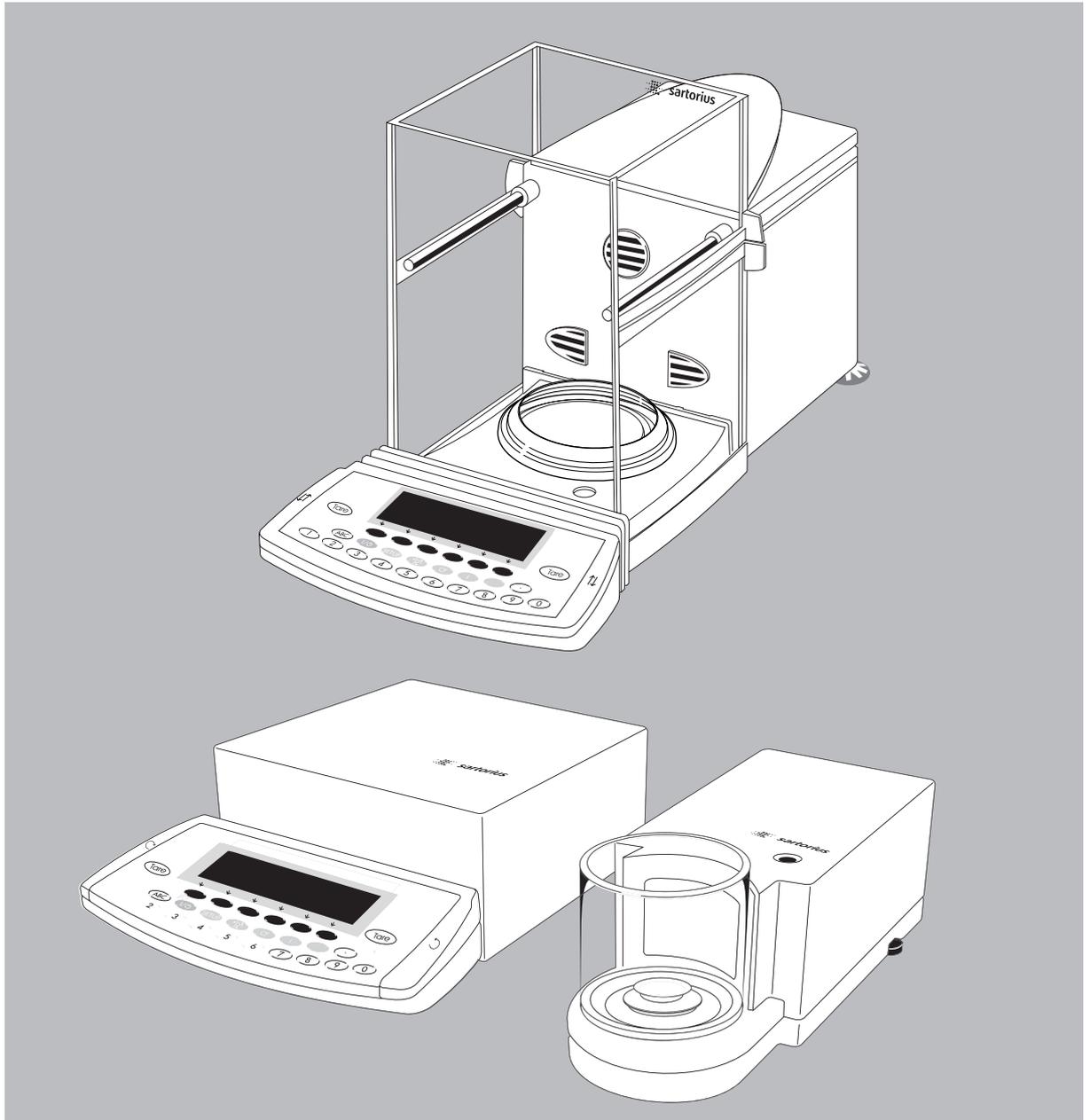


Mode d'emploi

## Série Sartorius ME et SE

Modèles ME et SE

Balances électroniques d'analyse, semi-micro, micro et ultra-micro



# Description générale

Les modèles ME/SE sont des balances de précision spéciales à haute résolution en vue d'une détermination très précise de la masse. Ils couvrent une étendue de pesée allant de 0,001 mg à 610 g.

Les balances ME/SE sont idéales pour le contrôle des systèmes de management de la qualité grâce aux caractéristiques suivantes :

- fonction isoCAL de calibrage et d'ajustage entièrement automatique avec mémoire de procès-verbaux d'ajustage (en fonction de la température et d'une durée déterminée),
- calcul de l'écart-type grâce à Reptest,
- édition de procès-verbaux conformes aux normes ISO/BPL,
- sauvegarde des réglages de paramètres avec un mot de passe (code),
- affichage des intervalles de maintenance arrivés à leur terme.

La balance garantit des résultats de pesée fiables pour les exigences les plus élevées grâce aux avantages suivants :

- filtrage des vibrations,
- paravent entièrement automatique composé de trois éléments motorisés et disposant d'une «fonction d'apprentissage»,
- résultats de pesée stables et reproductibles,
- bonne lisibilité quel que soit l'éclairage et
- construction robuste et résistante permettant une longue durée de vie.

ME215/235/254/414/614:

- ionisateur intégré en vue de la neutralisation de charges électrostatiques parasites.

La balance permet de faciliter et d'accélérer les travaux de routine des applications simples et complexes grâce à :

- des temps de mesure extrêmement courts,
- des programmes d'application intégrés,
- Application 1 :
- deuxième unité pondérale,
  - comptage,
  - pesée en pourcentage,
  - pesée d'animaux,
  - recalcul,
  - calcul,
  - détermination de masses volumiques,
  - pesée par différence,
  - correction de la poussée aérostatische,
  - détermination de la densité atmosphérique,
  - détermination du diamètre

Application 2 :

- contrôle +/-,
- fonctions régies par le temps.

Application 3 :

- totalisation,
- formulation,
- statistiques.

Fonctions diverses :

- deuxième mémoire de tare,
  - identification (identificateur),
  - mémoire des données de produits,
  - fonction SQmin,
  - entrée manuelle dans l'application 3,
  - changement de résolution,
  - incertitude de mesure DKD,
- 
- une initialisation automatique à la mise en marche de la balance,
  - une identification facile des échantillons de pesée,
  - des commandes à distance par l'intermédiaire d'un ordinateur externe, en option.

## Signification des symboles

Les symboles suivants sont utilisés dans ce mode d'emploi :

- indique une action qu'il est conseillé d'effectuer,
- indique une action qu'il est conseillé d'effectuer uniquement sous certaines conditions,
- > décrit ce que provoque l'action que vous venez d'effectuer,



indique un danger.

Conventions relative à ce mode d'emploi :

- Les illustrations contenues dans ce manuel se rapportent au modèle ME215S. Pour les autres modèles, il est possible que certaines représentations de l'affichage et certains procès-verbaux diffèrent légèrement de ces illustrations. Lorsque cela s'avère nécessaire pour une bonne compréhension du fonctionnement, ces différences sont mentionnées dans le texte.

## Ligne directe/Assistance

Pour obtenir des conseils concernant les applications, veuillez contacter le centre Sartorius de votre pays. Voir le site Internet [www.sartorius.com](http://www.sartorius.com)

# Sommaire

2	<b>Description générale</b>	75	Calcul
3	<b>Sommaire</b>	78	Détermination de masses volumiques
4	<b>Conseils de sécurité</b>	83	Pesée par différence
5	<b>Schéma des appareils</b>	95	Correction de la poussée aérostatische
5	ME215/235/254/414/614	102	Détermination du diamètre
6	ME36S	105	Fonctions régies par le temps
7	ME5, SE2	108	Statistiques
8	<b>Dispositifs et fonctions de commande</b>	113	Fonctions diverses
12	<b>Mise en service</b>	113	Deuxième mémoire de tare
12	Conditions de stockage et de transport	115	Identification individuelle
12	Déballage de la balance	119	Mémorisation manuelle M+
14	Contenu de la livraison	120	Changement de résolution
15	Conseils d'installation	122	Mémoire des données de produits
15	Utilisation à distance de l'unité d'affichage	124	Fonction SQmin
17	Raccordement au secteur	126	Incertitude de mesure DKD
18	Temps de préchauffage	128	Combinaison des applications
19	Mise à niveau de la balance	129	Combinaison de plusieurs applications : exemples
20	Transport de la balance	131	Sortie des données
23	<b>Réglages</b>	133	Interfaces
23	Langue de l'utilisateur	136	Interface de l'imprimante
24	Navigation dans le setup	140	Interface de communication
25	Entrée de l'heure et de la date	145	Affectation des broches de connecteurs
26	Réglage des fonctions de la balance	146	Schéma de câblage
29	Réglage des paramètres de l'appareil	147	<b>Messages d'erreur</b>
29	Entrée du mot de passe (code)	150	<b>Entretien et maintenance</b>
31	Réglage des paramètres d'application	152	<b>Recyclage</b>
42	Réglage de l'édition		<b>Données techniques de l'appareil</b>
44	Configuration du procès-verbal	153	Caractéristiques techniques
46	Informations spécifiques à l'appareil	159	Accessoires (options)
46	Réglages d'usine	160	Dimensions (croquis cotés)
47	<b>Fonctionnement</b>	163	Déclarations de conformité
47	Pesée simple	164	Approbation CE de type
47	Remarques concernant le «pesage analytique»	168	Plaques et marques
48	Pesée en dessous du socle	171	Index
51	Paramètres de l'appareil		<b>Annexe</b>
51	Ouverture et fermeture du paravent		Entrée du mot de passe (code) général
53	Ionisateur		Mode d'emploi abrégé
55	Calibrage, ajustage, linéarisation		
65	Test de reproductibilité		
66	Programmes d'application		
67	Commutation d'unités		
69	Comptage		
72	Pesée en pourcentage		

## Conseils de sécurité

La balance est conforme aux directives et aux normes concernant les matériels électriques et la compatibilité électromagnétique ainsi qu'aux instructions préventives de sécurité qui s'y rapportent. Toutefois, une utilisation non conforme peut s'avérer dangereuse et entraîner des dommages.

Veillez lire attentivement ce mode d'emploi avant d'utiliser votre nouvelle balance afin d'éviter tout dommage. Conservez ce manuel pour toute consultation ultérieure.

Afin de garantir un fonctionnement sûr et fiable de votre balance, veuillez observer les conseils de sécurité suivants :



N'utilisez pas votre balance dans les domaines à risques d'explosions.



Veillez à ce que la tension indiquée sur le bloc d'alimentation soit conforme à la tension d'alimentation secteur sur votre lieu d'installation.



En cas d'utilisation de matériel électrique dans des installations et des conditions d'environnement exigeant des mesures de sécurité accrues, vous devez respecter les instructions conformément aux consignes d'installation correspondantes.



Des charges électromagnétiques extrêmes peuvent influencer sur la valeur affichée. Après les interférences, l'appareil peut à nouveau être utilisé normalement.

- La balance n'est plus sous tension uniquement lorsque le bloc d'alimentation est débranché.

- Le boîtier de la balance est protégé contre les corps étrangers et les gouttes d'eau (protection IP32). Toutefois le boîtier n'est pas entièrement étanche.

- Protégez le bloc d'alimentation de l'humidité.

- Remarque concernant l'installation : L'utilisateur engage sa propre responsabilité concernant toutes modifications et tout raccordement de câbles ou d'appareils non livrés par Sartorius. C'est à lui de vérifier et, si nécessaire, de corriger ces modifications. Sur simple demande, Sartorius met à disposition une documentation concernant les caractéristiques de fonctionnement minimales des appareils (conformément aux normes concernant la définition de l'immunité aux émissions parasites mentionnées).

- Veuillez utiliser les accessoires et options d'origine Sartorius ; ils ont été adaptés de façon optimale à la balance.

Lors du nettoyage de l'appareil, veillez à ce qu'aucun liquide ne pénètre dans la balance. Utilisez seulement un chiffon légèrement humide.

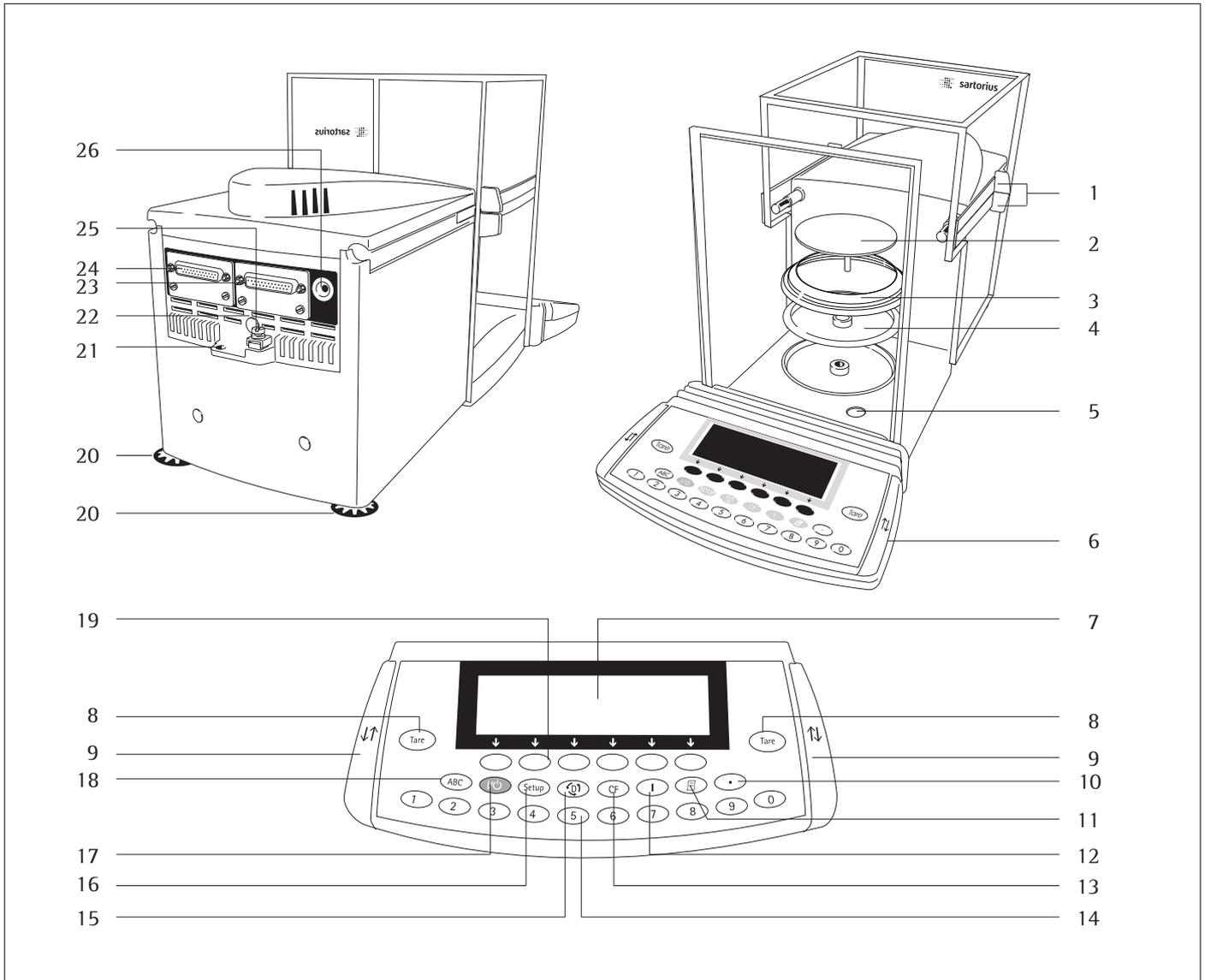
N'ouvrez pas la balance ! Si vous endommagez la bande de sécurité, vous perdez tout droit à la garantie.

Si un problème devait apparaître :

○ veuillez vous adresser au service après-vente Sartorius le plus proche.

# Schéma des appareils

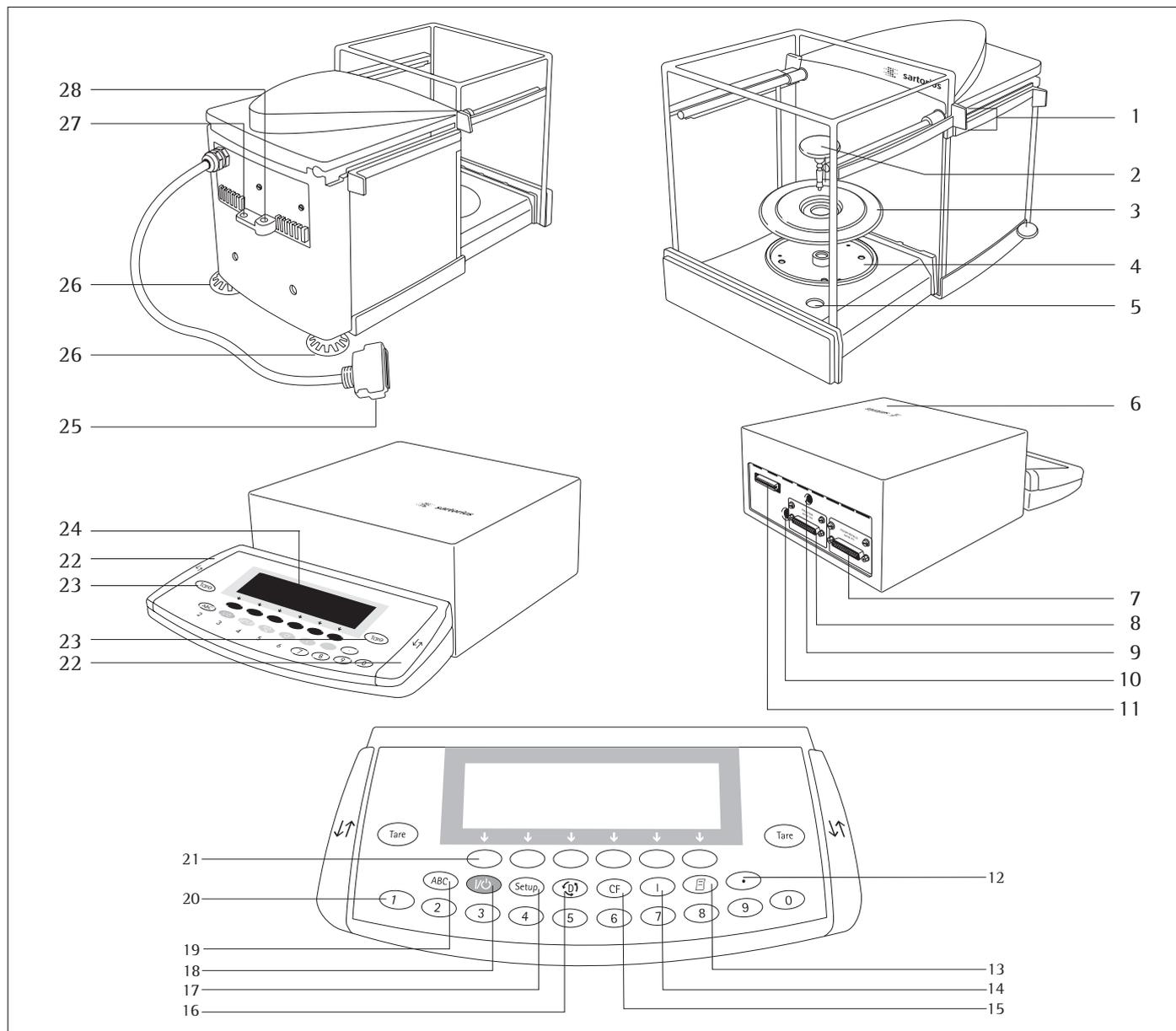
## ME215/235/254/414/614 :



Pos.	Identification	Référence pièce de rechange	Pos.	Identification	Référence pièce de rechange
1	Poignées du paravent		17	Touche marche/arrêt	
2	Plateau de pesée	69 ME0001	18	Touche de commutation pour l'entrée de lettres	
3	Anneau de blindage (uniquement sur ME235S/P)		19	Touche de commutation pour l'entrée de lettres	
4	Plaqué de blindage	69 ME0002	20	Touche de commutation pour l'entrée de lettres	
5	Niveau à bulle		21	Touche de commutation pour l'entrée de lettres	69MA0091
6	Unité de commande		22	Touche de commutation pour l'entrée de lettres	
7	Afficheur		23	Touche de commutation pour l'entrée de lettres	
8	Touche de tare		24	Touche de commutation pour l'entrée de lettres	
9	Touche «Ouverture/fermeture du paravent»		25	Touche de commutation pour l'entrée de lettres	
10	Touche du point décimal		26	Touche de commutation pour l'entrée de lettres	
11	Touche d'impression (Print)			Sans illustration :	
12	Marche/arrêt de l'ionisateur			Housses de protection (jeu)	6960ME01
13	Touche CF (clear function)			Jeu de petites pièces (unité de commande)	69ME0007
14	Clavier à 10 touches			Jeu de caches	69ME0008
15	Touche de commutation vers le programme d'application suivant				
16	Touche de réglages				

# Schéma des appareils

## ME36S :



### Pos. Identification

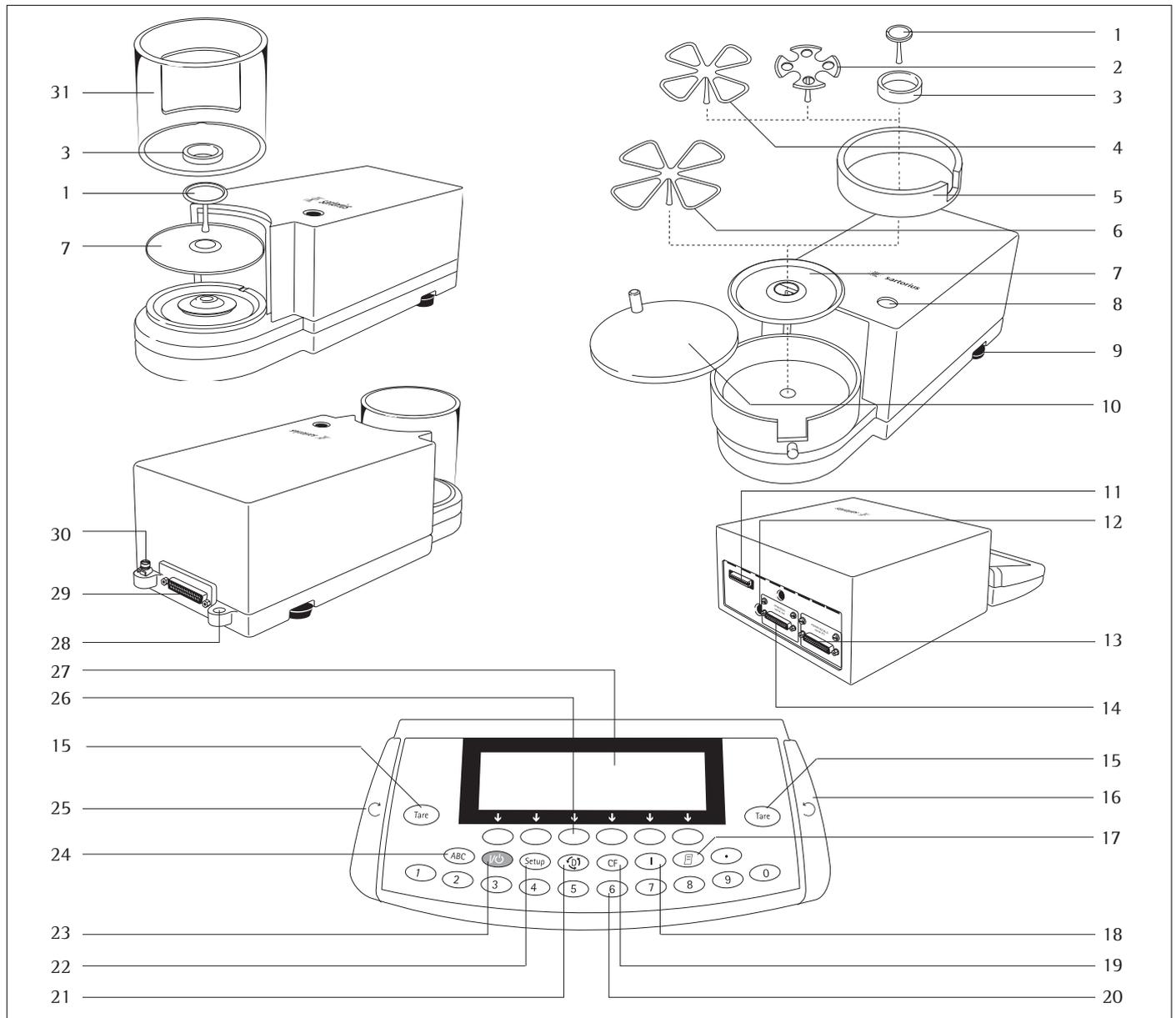
- 1 Poignées du paravent
- 2 Plateau de pesée
- 3 Anneau de blindage
- 4 Plaque de blindage
- 5 Niveau à bulle
- 6 Unité de commande
- 7 Interface de communication (PERIPHERALS)
- 8 Interface d'imprimante (PRINTER)
- 9 Commutateur d'accès au menu
- 10 Raccord à la tension du secteur
- 11 Raccord pour connexion au capteur de pesée
- 12 Touche du point décimal
- 13 Touche d'impression (Print)
- 14 Affichage des informations spécifiques aux appareils

### Pos. Identification

- 15 Touche CF (clear function)
- 16 Touche de commutation vers le programme d'application suivant
- 17 Touche de réglages
- 18 Touche marche/arrêt
- 19 Touche de commutation pour l'entrée de lettres
- 20 Clavier à 10 touches
- 21 Touches de fonction
- 22 Touche «Ouverture/fermeture du paravent»
- 23 Touche de tare
- 24 Afficheur
- 25 Fiche de connexion : capteur – unité de commande
- 26 Pied de réglage
- 27 Oeillet de fixation pour système antiviol
- 28 Borne d'équipotentialité (mise à la terre)

# Schéma des appareils

## ME5, SE2 :



### Pos. Identification

- 1 Plateau de pesée
- 2 Plateau pour filtres Ø 50 mm
- 3 Paravent intérieur (uniquement pour SE2)
- 4 Coupelle pour filtres optionnelle Ø 75 mm
- 5 Anneau de blindage
- 6 Coupelle pour filtres optionnelle Ø 90 mm
- 7 Plaque de blindage
- 8 Niveau à bulle
- 9 Pied de réglage
- 10 Couvercle du paravent
- 11 Raccord pour connexion au capteur de pesée
- 12 Raccord à la tension du secteur
- 13 Interface de communication (PERIPHERALS)
- 14 Interface d'imprimante (PRINTER)
- 15 Touche de tare
- 16 Touche «Ouvrir le paravent dans le sens inverse des aiguilles d'une montre»

### Pos. Identification

- 17 Touche d'impression (Print)
- 18 Affichage des informations spécifiques aux appareils
- 19 Touche CF (clear function)
- 20 Clavier à 10 touches
- 21 Touche de commutation vers le programme d'application suivant
- 22 Touche de réglages
- 23 Touche marche/arrêt
- 24 Touche de commutation pour l'entrée de lettres
- 25 Touche «Ouvrir le paravent dans le sens des aiguilles d'une montre»
- 26 Touches de fonction
- 27 Afficheur
- 28 Oeillet de fixation pour système antivol
- 29 Raccord pour connexion à l'unité d'évaluation
- 30 Borne d'équipotentialité
- 31 Paravent

# Dispositifs et fonctions de commande

La balance est constituée d'un capteur de pesée, d'un paravent et d'une unité d'affichage et de commande. Elle est alimentée en courant électrique par l'intermédiaire de la tension du secteur ou d'un accumulateur et possède en outre des interfaces permettant le raccordement d'appareils auxiliaires tels qu'une imprimante, un ordinateur, une commande à distance...etc...

L'unité d'affichage et de commande et le capteur de pesée forment un bloc compact. La balance est conçue de manière homogène.

Sauf si le contraire est mentionné expressément, les données ci-dessous mentionnées concernent les modèles approuvés pour l'utilisation en usage réglementé et les modèles pour usage en métrologie légale (caractérisés par la désignation -.0CE).

## Combinaisons de plusieurs applications

Pour le mode de fonctionnement, il est possible de combiner plusieurs applications afin d'effectuer aussi les tâches les plus complexes.

Pour sélectionner les programmes les uns à la suite des autres : commuter avec la touche

## Les touches

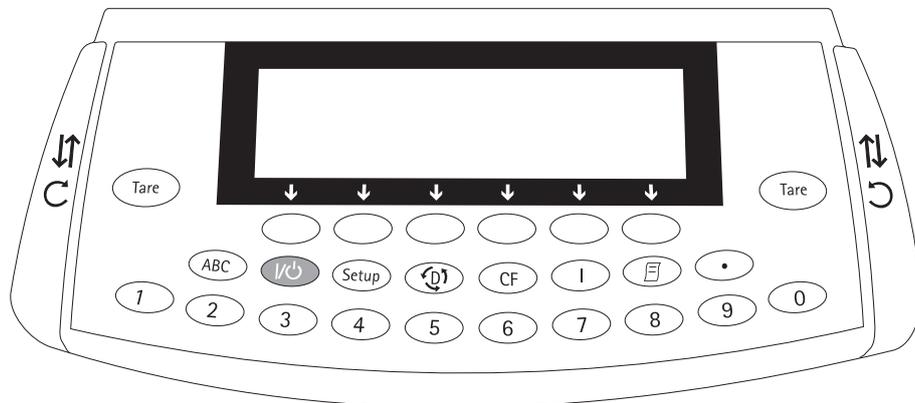
Les différentes fonctions de la balance sont réalisées soit par l'intermédiaire de touches de commande, soit par l'intermédiaire d'un ordinateur raccordé (PC). Vous trouverez ci-après une description détaillée du mode de fonctionnement uniquement par l'intermédiaire des touches de commande.

## Touches portant une inscription

Les fonctions de ces touches sont toujours indiquées sur la touche individuelle correspondante. Cependant, ces touches ne sont pas disponibles à tout moment. Leur disponibilité dépend du mode de fonctionnement de la balance ainsi que de la sélection effectuée dans le menu.

Ces touches ont la signification suivante :

- Lettres : voir paragraphe «Entrée de textes».
- Marche/arrêt : permet d'allumer ou d'éteindre l'appareil ou bien de le mettre en mode de veille.
- Réglages : permet d'accéder au programme du setup et de quitter le setup.
- Permet de commuter vers le programme d'application suivant.



- Clear Function (effacement) : permet d'effacer les entrées par l'intermédiaire du clavier, d'interrompre les processus de calibrage et d'ajustage en cours et de terminer les programmes d'application.

ME215/235/254/414/614 :

- Mise en marche et arrêt de l'ionisateur.
- ME36S, ME5, SE2 :
- Affichage des informations spécifiques.
- Impression : les valeurs d'affichage et les procès-verbaux sont envoyés à l'interface de communication et/ou à l'interface d'imprimante afin d'être édités.
- Entrée de la virgule décimale.
- ... Chiffres : voir paragraphe «Entrée de nombres».
- Permet de tarer la balance.
- Permet d'ouvrir et de fermer le paravent.

## Entrée de nombres

L'entrée de nombres s'effectue chiffre après chiffre : appuyer sur ... .

Pour mémoriser une entrée de nombres : appuyer sur la touche de fonction à commandes variables (softkey) correspondante.

Pour effacer une entrée de nombre ou pour effacer caractère après caractère : appuyer sur la touche .

## Entrée de textes

- Pour entrer des chiffres : voir paragraphe précédent.
- Pour entrer des lettres/des caractères : appuyer sur la touche .
- > Une présélection pour l'entrée de lettres apparaît sur la ligne de bas de page de l'afficheur.
- Pour effectuer une présélection : appuyer sur la touche de fonction à commandes variables (softkey) correspondante.
- Pour sélectionner des lettres/des caractères : appuyer sur la touche de fonction à commandes variables (softkey) correspondante.
- > La lettre apparaît à l'affichage.
- Entrer le cas échéant les lettres/caractères suivants : appuyer sur les 2 softkeys comme précédemment.
- Pour quitter l'entrée de lettres (par ex., entrées dont le dernier caractère est une lettre) : appuyer sur la touche .
- Pour mémoriser une entrée de textes : appuyer sur la touche de fonction à commandes variables (softkey) correspondante (par ex., .
- Pour effacer une entrée ou pour effacer caractère après caractère : appuyer sur la touche .
- Pour effacer les données de l'opérateur : entrer la touche «point» ou «espace» « » et mémoriser.

### Touches de fonction à commandes variables (softkeys)

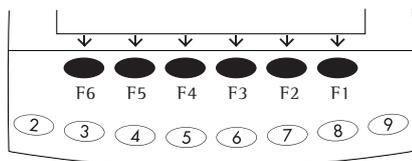
Les fonctions de ces touches sont toujours indiquées en abrégé sur la ligne inférieure de l'afficheur (ligne de bas de page).

Des textes (abrégés) ou des symboles peuvent apparaître.

Textes (exemples)

**Cal** : démarrer le calibrage/l'ajustage.

**ID E** : mémoriser l'identification.



Les touches de fonction sont numérotées de droite (F1) à gauche (F6).

Symboles

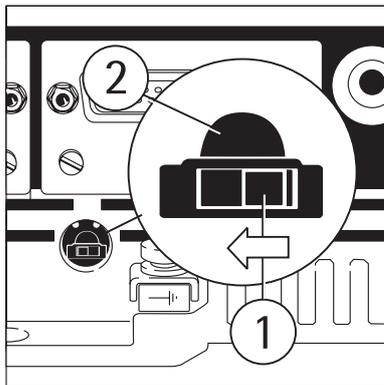
Les symboles suivants peuvent apparaître sur la ligne de bas de page :

- ↶ ↷ Retour au mode de sortie (dans le setup : quitter le setup).
- ↶ Vers l'application supérieure.
- Affichage des sous-parties de l'option activée.
- ↶ Déplacement vers le haut dans la fenêtre d'entrée et de sortie des données.
- ↷ Déplacement vers le bas dans la fenêtre d'entrée et de sortie des données.
- ⌵ Sélection des réglages de paramètres choisis.

- Il existe deux sortes d'afficheur :
  - l'afficheur des valeurs de pesée et des valeurs calculées et
  - l'afficheur indiquant les réglages effectués (setup).

### Utilisation de la balance en usage réglementé

- Retirer le cache de protection sur la face arrière du boîtier.
- Pousser le commutateur 1 dans le sens de la flèche.

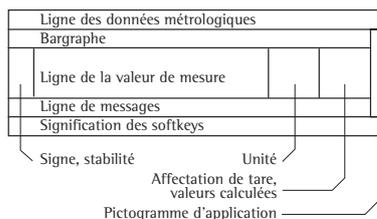


- > Position du commutateur à droite : usage réglementé.  
Position du commutateur à gauche : usage non réglementé.
- > Remarque :  
Ne pas changer la position du commutateur 2.

### Mode d'utilisation

#### L'afficheur des valeurs de pesée et des valeurs calculées

Cet afficheur est divisé en 9 parties.



La ligne des données métrologiques :  
Sur les balances approuvées pour l'utilisation en usage réglementé s'affichent les paramètres du capteur de pesée suivants :

- Max** limite supérieure de l'étendue de pesée ;
- Min** limite inférieure de l'étendue de pesée ;
- e** échelon de vérification ;
- d** précision de lecture/ échelon réel.

Sur les balances non approuvées pour l'utilisation en usage réglementé, seuls **Max** et **d** sont affichés.

Le bargraphe :

Il représente le pourcentage de l'étendue de pesée déjà « utilisée » par le poids posé sur le plateau de pesée. Si le programme de contrôle +/- est activé, il indique aussi les seuils de tolérance pour le contrôle +/-.

Les symboles suivants peuvent apparaître :

- 0% seuil de tolérance inférieur,
- 100% seuil de tolérance supérieur,
- ▒ bargraphe divisé en échelons de 10%,
- minimum pour le contrôle +/-,
- = valeur de consigne pour le contrôle +/-,
- + maximum pour le contrôle +/-.

Signe, stabilité :

Dans cette partie apparaît le signe (+ ou -) pour la valeur pondérale (ou la valeur calculée, par ex. en mode comptage) ou le symbole  $\square$ , lorsqu'une balance approuvée pour l'utilisation en usage réglementé est mise à zéro ou tarée.

La ligne de la valeur de mesure :

Sur cette ligne sont représentés la valeur pondérale, la valeur calculée ainsi que les chiffres et les lettres entrés.

L'unité et la stabilité :

Ici s'affiche l'unité de poids ou l'unité de la valeur calculée lorsque la balance est stable.

Le symbole  $\triangle$  caractérise des valeurs non approuvées pour l'utilisation en usage réglementé.

Affectation de tare, valeurs calculées : C'est ici qu'apparaissent les symboles indiquant que la mémoire de tare est occupée ou bien que les valeurs calculées sont éditées.

Les symboles suivants peuvent apparaître :

▲ Valeur calculée

**NET1** Donnée de la valeur  
**NET2** nette/Mémoire de tare occupée par une application (par ex., formulation, deuxième mémoire de tare)

Le pictogramme d'application : Dans cette colonne apparaissent les pictogrammes concernant les applications sélectionnées. L'application activée est représentée à l'affichage en vidéo inverse.

Les symboles suivants peuvent par exemple s'afficher simultanément :

- ⋯ application «Comptage» activée,
- ⌘ sélectionné en plus : contrôle +/-,
- ⊞ impression,
- ▣ édition de procès-verbaux.

La ligne de messages : Sur cette ligne s'affichent des données permettant de guider l'opérateur (par ex., des textes d'explication, une identification du programme activé...etc...).

Signification des softkeys : Sur cette ligne apparaissent la désignation abrégée des touches se trouvant sous les flèches (softkeys) ainsi que les symboles ▲ et ▼ en mode calibrage/ajustage pour la sélection du processus de calibrage/d'ajustage.

### L'afficheur indiquant les réglages effectués (setup)

Cet afficheur est divisé en 3 parties :

Ligne d'état
Fenêtre d'entrée et de sortie des données
Signification des softkeys

La ligne d'état : La fonction de la page affichée s'inscrit sur la ligne d'état. Dans le setup se trouve le «répertoire» concernant les informations affichées sur cette ligne.

Exemple pour le setup : Fonctions de la balance :

SETUP	FONCT. BAL.

La fenêtre d'entrée et de sortie des données : Des informations détaillées (par ex. pour l'application sélectionnée) ou bien des listes de sélection sont représentées dans cette zone. Les options sélectionnées sont représentées à l'écran en vidéo inverse (écriture blanche sur fond noir). De même, il est possible d'entrer des données dans les zones actives par l'intermédiaire des touches de lettres et du clavier numérique.

Exemple pour le setup, Fonctions de la balance, Adaptation filtre :

Très stable
▣ Stable
Instable
Très instable

Le symbole suivant peut apparaître dans la fenêtre d'entrée et de sortie des données :

- ▣ le réglage mémorisé est identifié avec ce symbole.

Signification des softkeys : voir description «Touches de fonction à commandes variables (softkeys)», page précédente.

Réglages des paramètres :

- Appuyer sur les touches ▲ ou ▼, plusieurs fois si nécessaire, jusqu'à ce que le réglage du paramètre ait été sélectionné (affichage en vidéo inverse).
- Pour confirmer le paramètre sélectionné : appuyer sur la touche ↵.

Modification de la valeur d'un paramètre :

- Appuyer sur les touches ▲ ou ▼, plusieurs fois si nécessaire, jusqu'à ce que le réglage du paramètre ait été sélectionné (affichage en vidéo inverse).
- Pour entrer la nouvelle valeur : appuyer sur les touches 0 1 ... 9 . ou sur la touche (ABC) et entrer d'autres lettres.
- Pour confirmer un paramètre sélectionné : appuyer sur la touche ↵.

Pour quitter le setup : appuyer sur la touche (SETUP) ou sur la softkey ⏪ ⏩.

## Entrée des données

### Entrée avec un lecteur de codes-barres ou un clavier externe

Il est possible d'entrer des valeurs alphanumériques grâce à un lecteur de codes-barres ou à un clavier externe. Ces entrées sont traitées comme les entrées effectuées par l'intermédiaire du clavier. Le contenu du code-barre ou l'entrée du clavier externe est représenté à l'affichage ; aucune fonction n'est déclenchée.

L'opérateur décide grâce à la softkey suivante quelle fonction parmi les fonctions énumérées ci-dessous doit être déclenchée :

- lot,
- échantillons,
- valeurs de mesure,
- numéro de l'échantillon,
- valeur de tare,
- valeur de poids initial,
- valeur de poids final,
- identification de l'échantillon.

### Entrée par l'intermédiaire d'une pédale de commande ou d'un boîtier de commande manuelle

Il est possible de raccorder une pédale de commande ou un boîtier de commande manuelle à la balance et de leur attribuer la fonction d'une touche (par exemple, touche , touche ).

### Entrée par l'intermédiaire d'un ordinateur

Grâce à un ordinateur, il est possible de commander des fonctions de la cellule de pesée et de l'unité de commande de la balance par l'intermédiaire de l'interface de communication (voir chapitre «Fonctionnement», paragraphe «Sortie des données»).

## Sortie des données

Les valeurs de mesure, les valeurs calculées et les réglages de paramètres peuvent être édités par le biais de deux interfaces de données :

- l'interface de communication (PERIPHERALS-Serial I/O),
- l'interface d'imprimante (PRINTER-Serial Out).

### Interface d'imprimante

En plus des imprimantes Sartorius (par ex. YD003-OCE), il est également possible de raccorder un afficheur de contrôle externe à l'interface d'imprimante pour éditer les données.

L'opérateur adapte la sortie des données sur imprimante à différentes exigences (entre autres, aux exigences ISO/BPL) en procédant à des réglages dans le menu.

ISO : International Organization for Standardization (Organisation Internationale de Standardisation)

BPL : Bonnes Pratiques de Laboratoire

L'édition a lieu automatiquement, ou bien en appuyant sur la touche . Elle peut être déclenchée à différents moments de la pesée (par ex., en fonction des conditions de stabilité et d'une durée prédéfinie).

Vous trouverez une description détaillée au chapitre «Fonctionnement», paragraphe «Sortie des données».

### Interface de communication

Pour l'édition des données, un PC, un afficheur supplémentaire, un afficheur de contrôle externe ou une imprimante pour usage hors métrologie légale peuvent être raccordés à l'interface de communication.

En usage réglementé il faut respecter les prescriptions concernant les dispositifs auxiliaires concernés.

L'interface permet d'envoyer des messages qui déclenchent des fonctions de la cellule de pesée et de l'unité de commande. Certaines de ces fonctions entraînent des messages-réponses.

Vous trouverez une description détaillée au chapitre «Fonctionnement», paragraphe «Sortie des données».

## Messages d'erreur

Toute action sur une touche n'ayant aucune fonction ou n'étant pas permise est indiquée de la manière suivante :

- un double signal sonore retentit lorsque la touche ne possède aucune fonction,
- un double signal sonore retentit et le message «Aucune fonction» est affiché sur la ligne de messages lorsque la touche ne possède aucune fonction de façon temporaire.

Cette façon de traiter les erreurs est identique dans tous les modes de fonctionnement. Vous trouverez une description détaillée des messages d'erreur au chapitre «Messages d'erreur».

## Sauvegarde des données

### Mémoriser les réglages des paramètres

Les réglages des paramètres sont mémorisés par sécurité lors de la mise hors tension de la balance. De plus, il est possible de restaurer un réglage d'usine.

### Protéger les réglages des paramètres

Dans le setup : Paramètres de l'appareil : Code d'accès, l'accès :

- aux fonctions de la balance,
- aux paramètres de l'appareil,
- aux paramètres d'application,
- à l'édition et
- aux réglages d'usine

peut être verrouillé grâce à un mot de passe (code).

# Mise en service

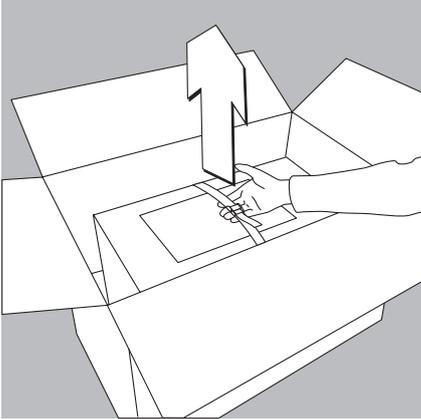
## Conditions de stockage et de transport

Température de stockage autorisée : +5 ...+40 °C

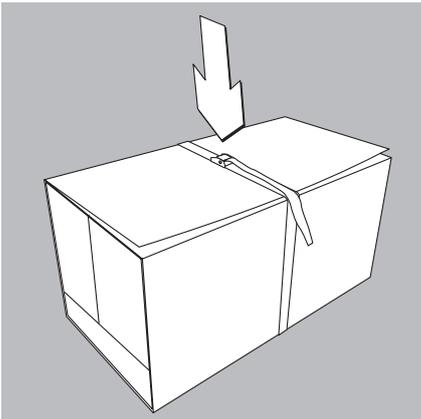
L'emballage de l'appareil est conçu de telle manière qu'une chute de 80 centimètres de hauteur ne provoque aucune détérioration. N'exposez pas cet appareil à des températures, des chocs, des vibrations et une humidité extrêmes.

## Déballage de la balance

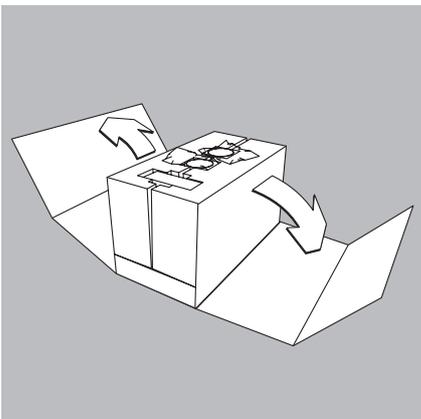
- Sortir le carton intérieur contenant la balance du carton d'emballage en le soulevant par la sangle.

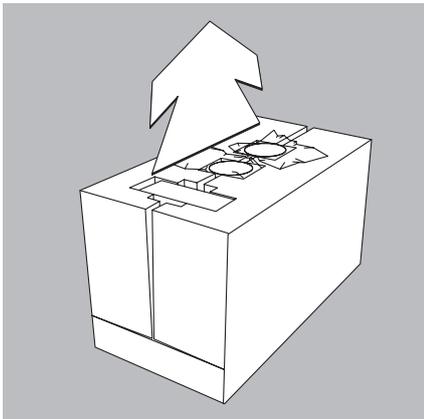


- Défaire la sangle.

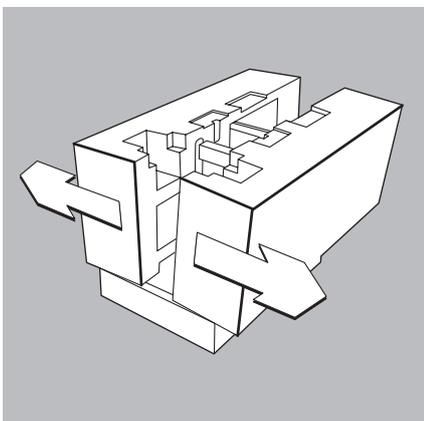


- Retirer l'emballage en carton.

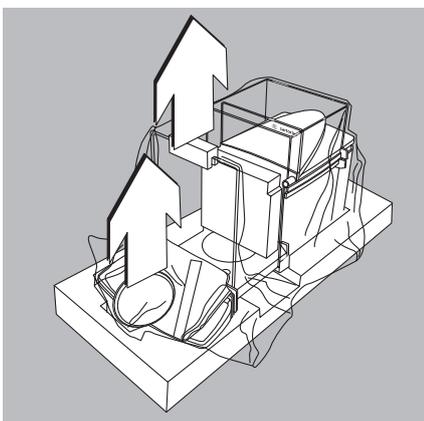




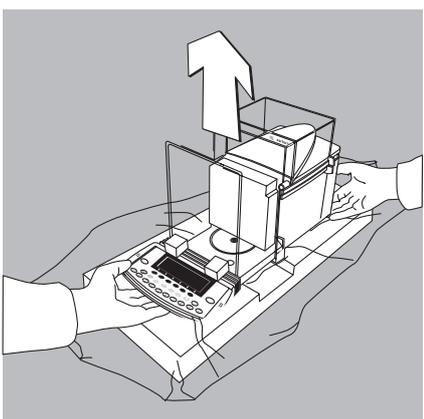
- Enlever les éléments suivants des cavités de l'emballage intérieur :
  - Boîte contenant le bloc d'alimentation
  - Plateau de pesée
  - Plaque de blindage



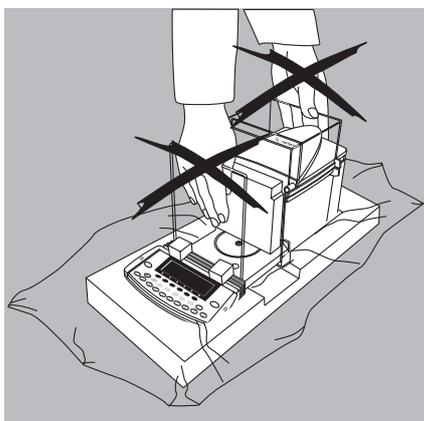
- Enlever les emballages latéraux en polystyrène de l'emballage intérieur comme indiqué ci-contre.



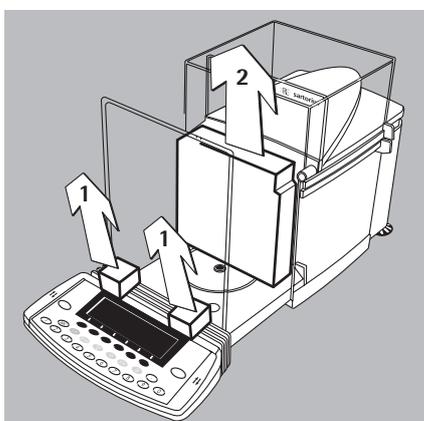
- Enlever l'anneau de blindage (uniquement sur le modèle ME235S/P) et la housse de protection.
- Retirer l'élément de calage de la paroi avant du paravent.
- Ouvrir la feuille de protection.



- Saisir la balance à l'avant sous l'unité d'affichage et à l'arrière sous le boîtier et la retirer de l'emballage en polystyrène.



**⚠ Ne pas soulever la balance en la saisissant par le paravent ou par la paroi avant car cela risquerait de l'endommager.**



- Poser la balance sur son lieu d'installation.
- Ouvrir les portes du paravent.
- Enlever les éléments de calage **1** du support de l'afficheur et de la paroi avant du paravent.
- Retirer l'élément de protection **2** se trouvant à l'intérieur du paravent.

**⚠** Veuillez conserver tous les éléments de l'emballage au cas où une éventuelle réexpédition serait nécessaire. Seul l'emballage d'origine vous garantit la sécurité nécessaire pendant le transport (paragraphe « Transport » voir page 20). Avant le transport, démontez tous les câbles de connexion afin d'éviter tout dommage.

#### Contenu de la livraison

Les éléments suivants sont livrés avec la balance :

##### ME215/235/254/414/614

- Balance
- Bloc d'alimentation avec câble de raccordement au secteur
- Plateau de pesée avec crochet pour pesée en dessous du socle
- Anneau de blindage
- Housse de protection pour le boîtier de la balance
- Housse de protection pour l'unité de commande
- Mode d'emploi

##### ME5, SE2

- Capteur de pesée
- Paravent
- Unité d'évaluation électronique
- Câble de connexion
- Bloc d'alimentation avec câble pour raccord à la tension du secteur
- Etui d'accessoires

La boîte d'accessoires contient :

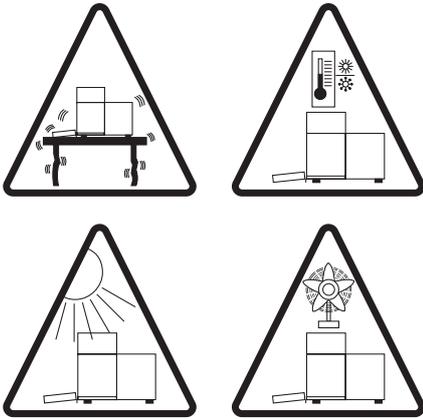
- Plateau de pesée
- Anneau de blindage
- Paravent intérieur (uniquement pour le modèle SE2)
- Pinceau
- Pincette
- Chiffon

##### ME36S

- Capteur de pesée
- Unité d'évaluation électronique
- Bloc d'alimentation avec câble pour raccord à la tension du secteur
- Plateau de pesée
- Anneau de blindage
- Housse de protection pour le boîtier du capteur de pesée

##### ME5-F, SE2-F

- Capteur de pesée
- Couvercle du paravent
- Anneau de blindage
- Unité d'évaluation électronique
- Câble de connexion
- Bloc d'alimentation avec câble pour raccord à la tension du secteur
- Etui d'accessoires
- La boîte d'accessoires contient :
  - Coupelle pour filtres de 50 mm
  - Plateau de pesée
  - Anneau de blindage
  - Paravent intérieur (uniquement pour le modèle SE2)
  - Pinceau
  - Pincette
  - Chiffon



### Conseils d'installation

La balance a été conçue pour donner des résultats de pesée fiables dans les conditions d'utilisation habituelles en milieu industriel et au laboratoire. Elle travaille de façon rapide et précise lorsque son lieu d'installation a été convenablement choisi :

- positionner la balance sur une table de pesée ou une console murale stables et peu sensibles aux vibrations,
- éviter les rayonnements de chaleur extrêmes, par exemple dus à un radiateur ou aux rayons du soleil directs. Cela peut provoquer en effet une augmentation de température importante à l'intérieur de la chambre de pesée (effet de serre) et donc entraîner des erreurs de pesée dues à un courant de convection, à des turbulences et à des effets de poussée aérostatique.
- protéger la balance des courants d'air directs causés par des fenêtres ou des portes ouvertes ou bien par une bouche d'arrivée pour climatisation,
- éviter les brèves variations de température,
- protéger la balance de dégagements chimiques corrosifs et
- éviter de l'exposer à une humidité extrême.

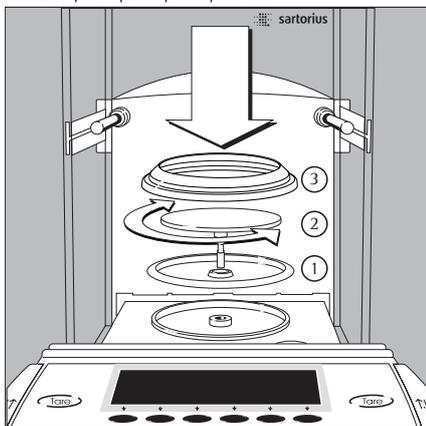
### Linéarisation après un transport

Après un transport, la linéarité de la balance peut se trouver hors des limites de tolérance autorisées (voir chapitre «Schémas et données techniques de l'appareil», paragraphe «Caractéristiques techniques»). Veuillez procéder à une linéarisation interne de la balance après chaque transport. Répétez ce processus afin d'obtenir une précision optimale. La manière de procéder est indiquée au chapitre «Fonctionnement», paragraphe «Linéarisation».

### Adaptation de la balance à l'environnement

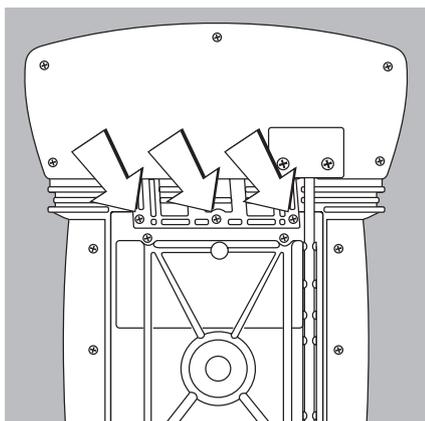
Il peut se produire de la condensation lorsqu'un appareil froid est placé dans un environnement nettement plus chaud. Adaptez dans ce cas l'appareil, débranché du secteur, à la température de la pièce pendant environ deux heures. Puis laissez-le continuellement branché. La formation de condensation est pratiquement exclue du fait de la différence de température en permanence positive entre l'intérieur de l'appareil et son environnement.

ME215/235/254/414/614 :



### Montage de la balance ME215/235/254/414/614

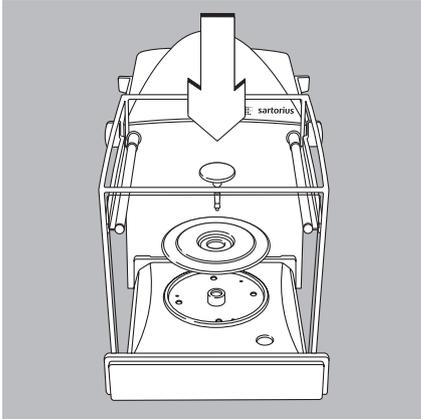
- Installez successivement les éléments suivants dans la chambre de pesée :
  - 1) Plaque de blindage
  - 2) Posez le plateau de pesée et tournez-le vers la droite ou vers la gauche jusqu'à ce qu'il s'enclenche.
  - 3) Anneau de blindage (uniquement sur ME235S/P)
- Remarque : L'anneau de blindage diminue l'influence des courants d'air dans la chambre de pesée.



### Utilisation à distance de l'unité d'affichage

- Basculez la balance vers l'arrière après avoir débranché les câbles et posez-la sur une surface souple afin de ne pas endommager le système de pesée et le paravent.
- Dévissez les trois vis de fixation du support de l'afficheur à l'aide d'un tournevis pour vis à six pans creux.
- Retirez l'unité d'affichage.
- > Longueur du câble de raccordement : 44 cm.
- Pour de plus longs câbles de raccordement, veuillez vous reporter au paragraphe «Accessoires».
- Laissez réaliser le montage de plus longs câbles de raccordement par le service après-vente Sartorius.

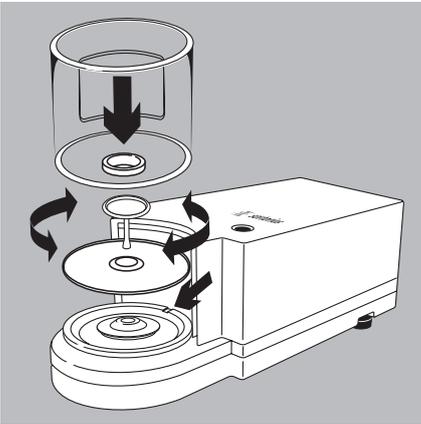
ME36S :



**Montage de la balance ME36S**

- Installez successivement les éléments suivants :
- Anneau de blindage
- Plateau de pesée

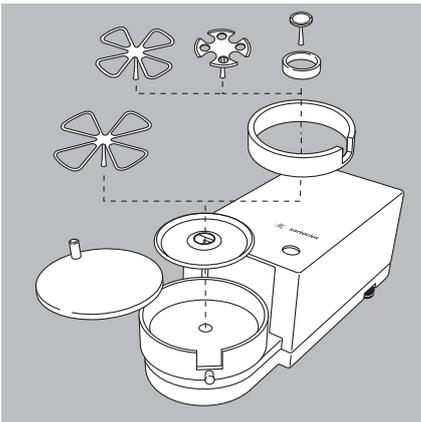
ME5, SE2 :



**Montage de la balance ME5 ou SE2**

- Installez successivement les éléments suivants sur le capteur de pesée :
- Anneau de blindage
- Plateau de pesée  
Remarque : tourner légèrement le plateau de la balance vers la gauche et vers la droite après la mise en place.  
Enfoncer en même temps le plateau de la balance légèrement vers le bas.
- Paravent intérieur (uniquement pour le modèles SE2).
- Paravent : l'ajuster avec l'encoche au dessus du tourillon (voir flèche).

ME5-F, SE2-F :



**Montage de la balance ME5-F ou SE2-F**

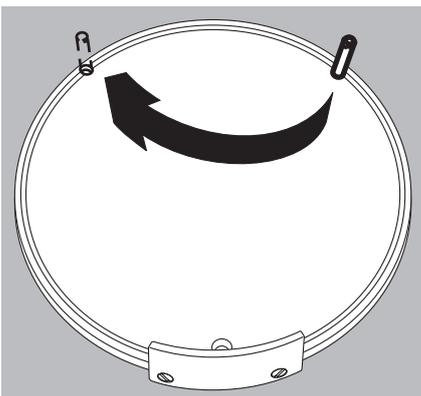
- Installez successivement les éléments suivants sur le capteur de pesée :
- Anneau de blindage
- Anneau intérieur du paravent
- Coupelle pour filtres Ø 50 mm ou plateau de pesée (coupelles pour filtres également disponibles : Ø 75 mm ou Ø 90 mm)  
Remarque : tourner légèrement la coupelle vers la gauche et vers la droite après la mise en place tout en appuyant légèrement dessus.

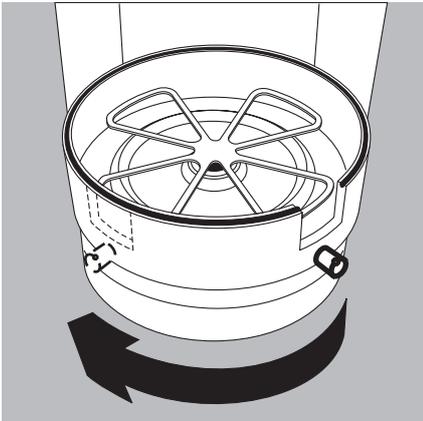
⚠ Conseil : Si vous changez de coupelle pendant le fonctionnement, éteignez la balance puis remettez-la sous tension.

- Paravent intérieur (uniquement pour les modèles SE2).
- Couvercle du paravent

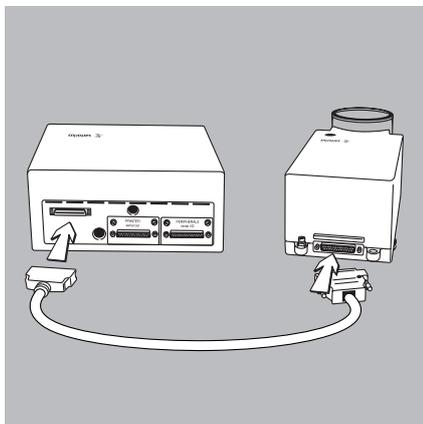
Mise en service du plateau pour filtres pour les gauchers :

- Retirez le couvercle du paravent.
- Dévisser la broche et la déplacer de la droite vers la gauche.

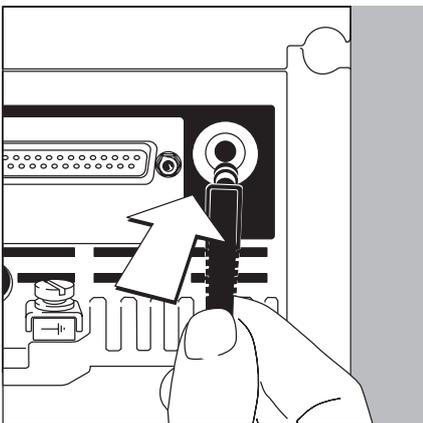




- Tourner le paravent d'environ 90° vers la gauche (desserrer la vis moletée).



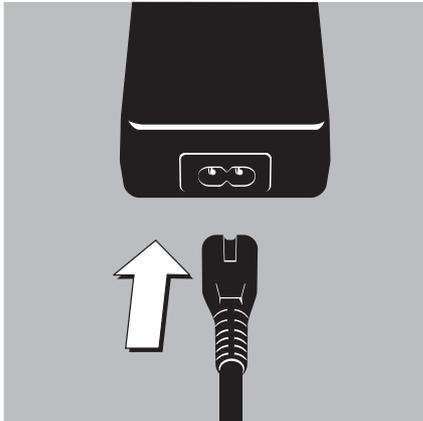
- Relier le capteur de pesée avec le dispositif d'évaluation.
  - Visser avec un tournevis les vis au manchon du capteur de pesée.



#### Raccordement au secteur

Le bloc d'alimentation universel permet un fonctionnement avec des tensions d'alimentation de 100 V à 240 V.

- Vérifiez la tension d'alimentation et la version de la prise secteur.
  - Si celles-ci ne correspondent pas, veuillez vous adresser à votre fournisseur.
- N'utilisez que
  - des blocs d'alimentation et des câbles de raccordement au secteur d'origine Sartorius,
  - des blocs d'alimentation autorisés par un spécialiste.
- Effectuez l'alimentation en courant à partir du plafond ou le montage éventuel d'une prise CEE à demeure avec l'aide d'un spécialiste.
- Pour l'accumulateur externe, voir chapitre «Schémas et données techniques de l'appareil», paragraphe «Accessoires».
- Introduisez la fiche du bloc d'alimentation dans la balance avec le coude vers le bas.



- Câble de raccordement au secteur avec bloc d'alimentation.
- Alimentez la balance avec la tension du secteur : raccordez le bloc d'alimentation sur la prise secteur.

#### Accumulateur pour la mémorisation des données :

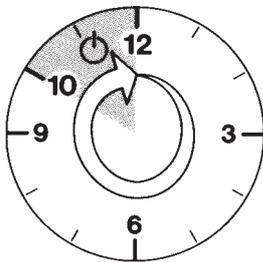
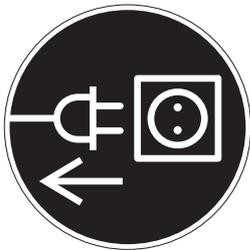
La mémorisation des données a lieu dans une mémoire tampon. Lors de première mise en service, veuillez laisser l'appareil branché au secteur pendant une journée entière. Lorsque la balance est débranchée du secteur, les données enregistrées restent mémorisées pendant environ trois mois. En mode veille, les données restent mémorisées grâce à l'alimentation en courant. Avant tout stockage prolongé, pensez à imprimer des données de procès-verbaux !

#### Mesures de protection

Le bloc d'alimentation de la classe de protection 2 peut être raccordé sans précautions particulières à toute prise secteur. La tension de sortie est reliée au boîtier de la balance par un pôle. Le boîtier doit être mis à la terre. L'interface de données est également reliée électriquement au boîtier de la balance (masse).

#### Raccordement d'appareils périphériques électroniques

- Ne connectez ou déconnectez les appareils auxiliaires (imprimante, PC) à l'interface de données qu'une fois la balance débranchée !

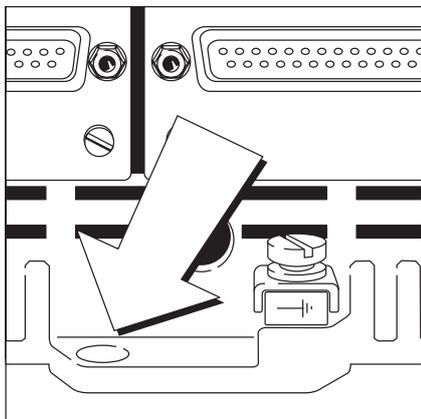


#### Temps de préchauffage

Après chaque changement de lieu d'installation, la balance a besoin d'un temps d'adaptation de 12 heures sur le nouveau lieu d'installation. Après tout premier raccordement au secteur, la balance a besoin d'un temps de préchauffage d'au moins 12 heures afin de pouvoir donner des résultats précis. La balance atteint la température de fonctionnement nécessaire seulement après ce laps de temps.

#### Utilisation en usage réglementé de balances approuvées :

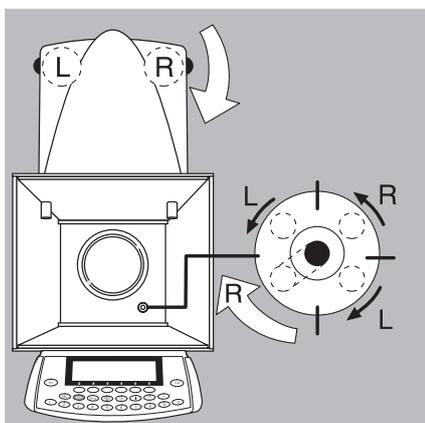
- Respecter un temps de préchauffage d'au moins 24 heures après le premier raccordement au secteur.
- Temps de préchauffage après tout raccordement au secteur de ME614S-OCE et de ME414S-OCE : au moins 30 minutes.
- Toujours attendre l'ajustage à la mise sous tension : conditions, voir page 63.



### Systeme antivol

Utilisez l'œillet de fixation à l'arrière de la balance comme système antivol.

- Fixez la balance sur le lieu d'installation par exemple au moyen d'une chaîne ou d'un cadenas.



### Mise à niveau de la balance

Fonction :

- Rattrapage des inégalités de la surface de travail où repose la balance.
- Positionnement horizontal précis de la balance pour des résultats de pesée reproductibles à tout moment.

Remette la balance à niveau après chaque changement du lieu de travail.

La mise à niveau est réalisée seulement avec les deux pieds de réglage arrière.

- Vissez les pieds de réglage, selon le schéma ci-contre, jusqu'à ce que la bulle d'air du niveau à bulle soit centrée.
- > En règle générale, plusieurs étapes sont nécessaires à la mise à niveau.

### Réglage de la langue de l'utilisateur

- > Voir chapitre «Réglages», paragraphe «Langue de l'utilisateur».

### Réglage de l'heure et de la date

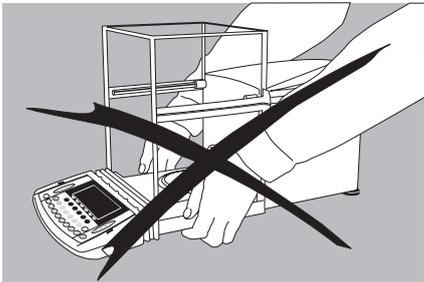
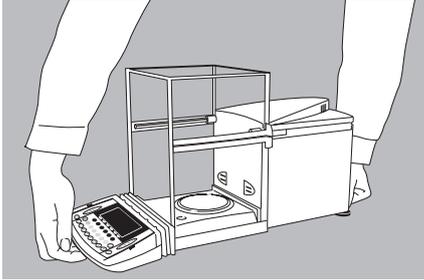
- > Voir chapitre «Réglages», exemple page 25.

## Transport de la balance

- Toujours mettre la balance hors tension. Débrancher le bloc d'alimentation et tous les câbles d'interface de la balance.

### Transport sur de courtes distances

- Saisir la balance à l'avant sous l'unité d'affichage et à l'arrière sous le boîtier. Soulever la balance avec précaution et la porter jusqu'à son nouveau lieu d'installation.
- Eviter tout choc et toute vibration.

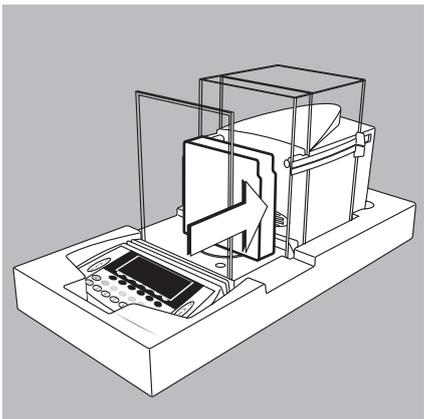
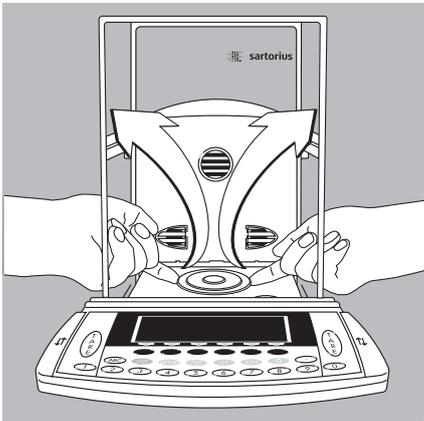


- ⚠ Ne pas soulever la balance en la saisissant par le paravent ou par la paroi avant car cela risquerait de l'endommager.

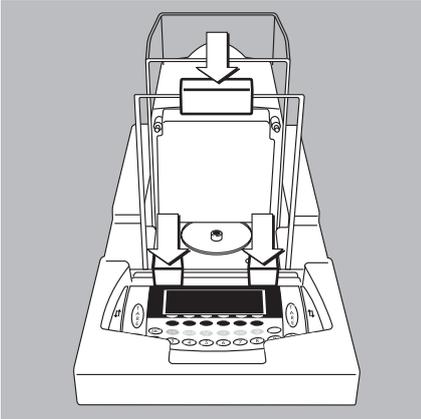
### Expédition ou transport sur de longues distances

Toujours utiliser l'**emballage d'origine complet** :

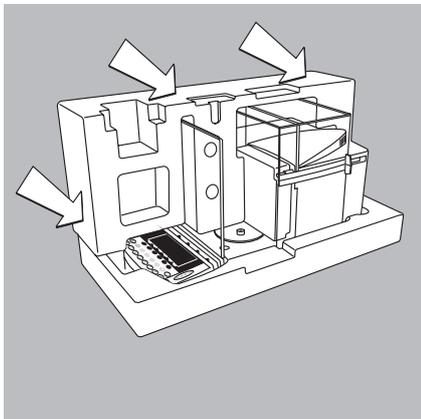
- si la balance doit être transportée sur de longues distances ou expédiée,
- s'il n'est pas certain que la balance sera transportée dans une position verticale.
- Démontez les éléments suivants :
  - Anneau de blindage (uniquement sur le modèle ME235S/P)
  - Plateau de pesée et plaque de blindage : saisir la plaque de blindage par en dessous et la soulever avec le plateau de pesée afin de ne pas endommager le système de pesée.



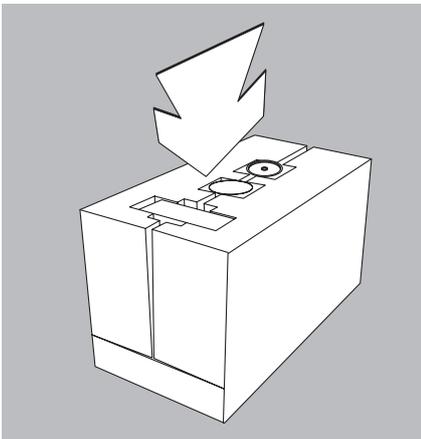
- Ouvrir les portes du paravent et poser la balance avec précaution sur la partie inférieure de l'emballage en polystyrène.
- Mettre l'élément de protection intérieur contre le boîtier.



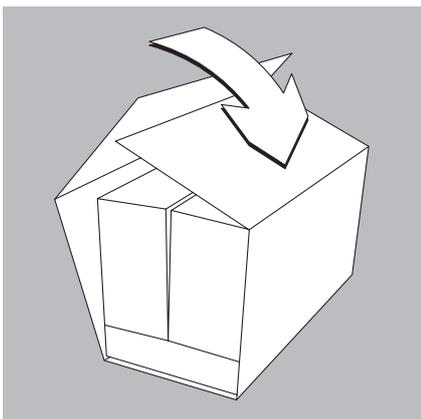
- Placer les éléments de calage devant la paroi avant du paravent et sur le support de l'afficheur.
- Mettre la housse de protection sur l'unité d'affichage.
- Uniquement sur le modèle ME235S/P : mettre l'anneau de blindage dans un sachet et le poser sur la housse de protection.



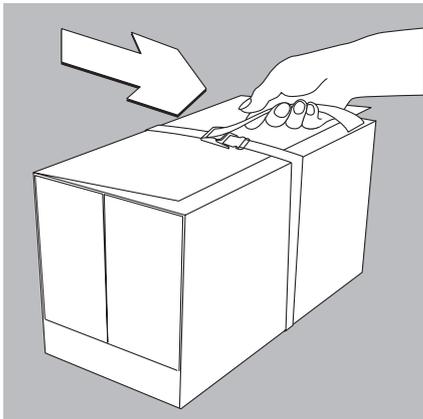
- Placer les emballages latéraux en polystyrène autour de la balance comme indiqué ci-contre.



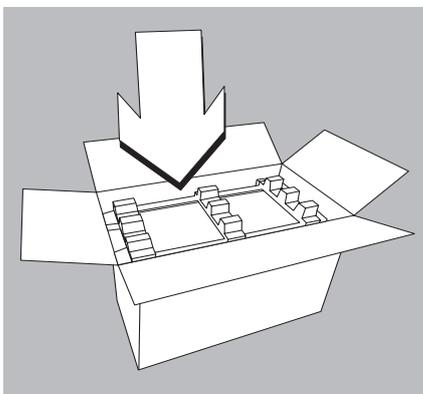
- Mettre les éléments suivants dans les cavités de l'emballage :
  - Plaque de blindage
  - Plateau de pesée
  - Boîte contenant le bloc d'alimentation



- Entourer l'emballage intérieur avec le carton.



- Placer la sangle autour du carton et la serrer jusqu'à ce qu'elle soit parfaitement tendue.
- Soulever la balance par la sangle et la poser sur l'élément en polystyrène se trouvant dans le carton d'emballage.



- Poser le deuxième élément en polystyrène sur la balance.
- Fermer correctement le carton d'expédition.

# Réglages

## Fonction

La balance peut être adaptée aux exigences de l'utilisateur par le menu setup. Ainsi, il est possible d'entrer les données de l'opérateur et de sélectionner des paramètres prédéfinis dans un menu.

Le menu setup est divisé en 7 sous-parties :

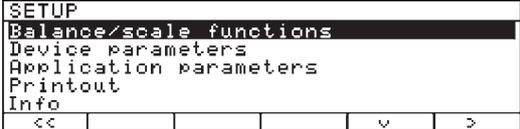
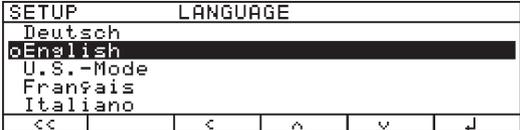
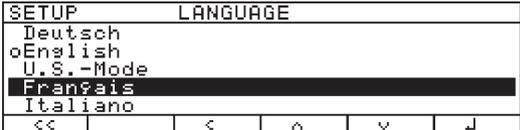
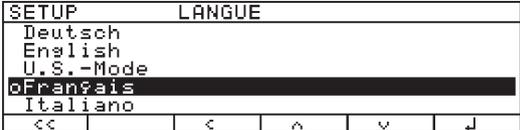
- Fonctions de la balance
- Paramètres de l'appareil
- Paramètres d'application
- Edition
- Information des données de l'appareil
- Langue
- Réglages d'usine

## Langue de l'utilisateur

L'affichage des informations peut être effectué en 5 langues différentes :

- allemand
- anglais (réglage d'usine)
- anglais avec date et heure américaines
- français
- italien
- espagnol

### Exemple : sélectionner la «langue française».

Etape	Appuyer sur la touche (ou opération)	Affichage/Sortie des données
1. Sélectionner le réglage		
2. Sélectionner «Langue» et confirmer	Appuyer plusieurs fois sur la softkey $\nabla$ , puis sur la softkey $\triangleright$	
3. Sélectionner la «langue française»	Appuyer 2 fois sur la softkey $\nabla$	
4. Mémoriser la langue	Softkey $\downarrow$	
5. Quitter le menu setup	Softkey $\ll$	

## Navigation dans le setup (exemples) :

Exemple : sélectionner l'adaptation au lieu d'installation «Environnement très instable».

Etape	Appuyer sur la touche (ou opération)	Affichage/Sortie des données
1. Sélectionner le réglage	Setup	<pre> SETUP Fonctions de la balance Paramètres de l'appareil Paramètres application Edition Info &lt;&lt;         v   &gt;&gt;           </pre>
2. Confirmer les fonctions de la balance	Softkey >	<pre> SETUP          FONCT. BAL. Calibrage/Ajustage Adaptation filtre Filtre application Etendue de stabilité Tarage &lt;&lt;         v   &gt;&gt;           </pre>
3. Sélectionner l'option du menu «Adaptation filtre» et confirmer	Softkey v, puis softkey >	<pre> SETUP          FONCT. BAL. ADAP. FILT. Très stable oStable Instable Très instable &lt;&lt;         ^   v   ↓             </pre>
4. Sélectionner l'option du menu «Très instable»	Appuyer 2 fois sur la softkey v	<pre> SETUP          FONCT. BAL. ADAP. FILT. Très stable oStable Instable Très instable &lt;&lt;         ^   v   ↓             </pre>
5. Confirmer l'option du menu «Très instable»	Softkey ↓	<pre> SETUP          FONCT. BAL. ADAP. FILT. Très stable Stable Instable oTrès instable &lt;&lt;         ^   v   ↓             </pre>
6. Régler, si nécessaire, d'autres options du menu	Softkey v ^	
7. Mémoriser le réglage et quitter le menu	Softkey <<	

### Quitter les réglages

Avec la softkey << :

- si un réglage a été modifié, redémarrage du logiciel.
- si aucun réglage n'a été modifié, pas de redémarrage du logiciel. Le programme repasse à l'état initial avant que vous ayez appuyé sur la touche Setup.

Avec la touche Setup :

- quitter les réglages toujours avec un redémarrage du logiciel.

Exemple : réglage de l'heure et de la date.

Etape	Appuyer sur la touche (ou opération)	Affichage/Sortie des données																		
1. Sélectionner le réglage, choisir Paramètres de l'appareil	 , puis softkey  et softkey 	<table border="1"> <tr><td>SETUP</td><td>APPAREIL</td></tr> <tr><td>Paravent</td><td></td></tr> <tr><td>Ionisateur</td><td></td></tr> <tr><td>Code d'accès</td><td></td></tr> <tr><td>ID opérateur</td><td></td></tr> <tr><td>Heure</td><td></td></tr> <tr><td>&lt;&lt;</td><td>&lt;</td></tr> <tr><td></td><td>v</td></tr> <tr><td></td><td>&gt;</td></tr> </table>	SETUP	APPAREIL	Paravent		Ionisateur		Code d'accès		ID opérateur		Heure		<<	<		v		>
SETUP	APPAREIL																			
Paravent																				
Ionisateur																				
Code d'accès																				
ID opérateur																				
Heure																				
<<	<																			
	v																			
	>																			
2. Sélectionner l'heure	Appuyer plusieurs fois sur la softkey  , puis sur la softkey 	<table border="1"> <tr><td>SETUP</td><td>APPAREIL</td><td>HEURE</td></tr> <tr><td>Heure:</td><td></td><td>05.35.33</td></tr> <tr><td>Date:</td><td></td><td>12.09.97</td></tr> <tr><td>&lt;&lt;</td><td>&lt;</td><td>v</td></tr> </table>	SETUP	APPAREIL	HEURE	Heure:		05.35.33	Date:		12.09.97	<<	<	v						
SETUP	APPAREIL	HEURE																		
Heure:		05.35.33																		
Date:		12.09.97																		
<<	<	v																		
3. Entrer l'heure	       	<table border="1"> <tr><td>SETUP</td><td>APPAREIL</td><td>HEURE</td></tr> <tr><td>Heure:</td><td></td><td>11.12.30</td></tr> <tr><td>Date:</td><td></td><td>12.09.97</td></tr> <tr><td>ESC</td><td></td><td>↓</td></tr> </table>	SETUP	APPAREIL	HEURE	Heure:		11.12.30	Date:		12.09.97	ESC		↓						
SETUP	APPAREIL	HEURE																		
Heure:		11.12.30																		
Date:		12.09.97																		
ESC		↓																		
4. Régler l'heure par rapport à l'heure de votre montre	Softkey 	<table border="1"> <tr><td>SETUP</td><td>APPAREIL</td><td>HEURE</td></tr> <tr><td>Heure:</td><td></td><td>11.13.04</td></tr> <tr><td>Date:</td><td></td><td>13.03.00</td></tr> <tr><td>&lt;&lt;</td><td>&lt;</td><td>^</td></tr> </table>	SETUP	APPAREIL	HEURE	Heure:		11.13.04	Date:		13.03.00	<<	<	^						
SETUP	APPAREIL	HEURE																		
Heure:		11.13.04																		
Date:		13.03.00																		
<<	<	^																		
5. Entrer la date	       																			
6. Mémoriser la date	Softkey 																			
7. Si nécessaire, entrer d'autres données	Softkey  																			
8. Quitter le setup	Softkey  																			

\* pas sur les modèles ME36S, ME5 et SE2

# Réglage des fonctions de la balance (FONCT. BAL.)

## Fonction

Configuration des fonctions de la balance, c'est-à-dire adaptation aux exigences de l'utilisateur en sélectionnant des paramètres dans un menu. L'accès au menu peut être protégé par un mot de passe (code).

## Caractéristiques

Les fonctions de la balance sont rassemblées dans les groupes suivants (1<sup>er</sup> niveau du menu) :

- Calibrage/Ajustage
- Adaptation filtre
- Filtre application
- Etendue de stabilité
- Tarage
- Auto zéro
- Unité de poids 1
- Précision affichage 1
- Tare/fonction de mise à zéro initiale
- Réglage d'usine : seulement fonctions de la balance

En usage réglementé, la sélection des différents paramètres est limitée.

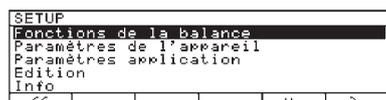
## Réglage d'usine

Fonctions de la balance : les réglages d'usine sont caractérisés par un «O» dans la liste à partir de la page 27.

## Opérations préliminaires

Affichage des fonctions prédéfinies :

- Pour sélectionner le réglage : appuyer sur la touche .
- > SETUP apparaît.



- Pour sélectionner les fonctions de la balance : appuyer sur la touche de fonction à commandes variables (softkey) .

Lorsqu'un mot de passe (code) a déjà été entré :

- > un message apparaît vous demandant d'entrer le mot de passe (code).
- Si l'accès est protégé par un mot de passe (code) : entrer le mot de passe (code) par l'intermédiaire du bloc numérique/des touches de lettres.
- Si le dernier caractère du mot de passe (code) est une lettre : terminer l'entrée de lettres avec la touche .
- Pour confirmer le code d'accès et pour afficher les fonctions de la balance : appuyer sur la touche de fonction à commandes variables (softkey) .

- > Les fonctions de la balance apparaissent sur l'afficheur :



- Pour sélectionner le groupe suivant : appuyer sur la touche de fonction à commandes variables (softkey)  (curseur vers le bas).
- Pour sélectionner l'option précédente à l'intérieur d'un groupe : appuyer sur la touche de fonction à commandes variables (softkey)  (curseur vers le haut).
- Pour sélectionner la sous-option suivante à l'intérieur d'un groupe : appuyer sur la touche de fonction à commandes variables (softkey)  (curseur à droite).
- Pour sélectionner le groupe précédent : appuyer sur la touche de fonction à commandes variables (softkey)  (curseur à gauche).
- Pour confirmer l'option du menu sélectionnée : appuyer sur la touche de fonction à commandes variables (softkey) .

## Autres fonctions

- Pour quitter les réglages : appuyer sur la touche de fonction à commandes variables (softkey) .
- > L'application redémarre.
- Pour imprimer le réglage des fonctions de la balance :
  - Lorsque les fonctions de la balance apparaissent à l'affichage : appuyer sur la touche .
- > Exemple d'édition (les textes comprenant plus de 20 caractères sont coupés) :

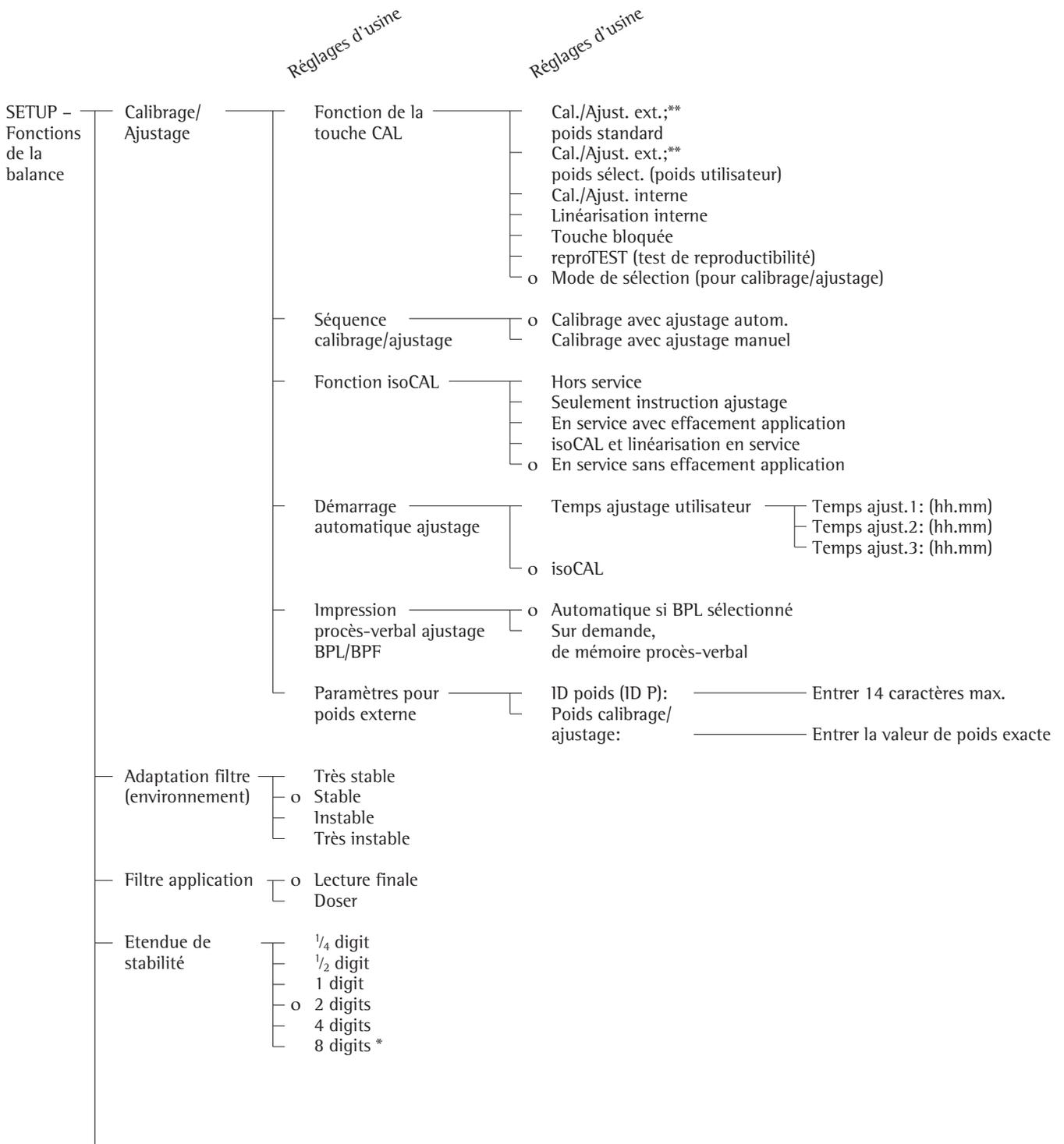
```

SETUP
  FONCT. BAL.
-----
CALIBRAGE/AJUSTAGE
  FONCTION TOUCHE CA
  MODE DE SELECTION
  SEQUENCE CALIBRAGE
CALIBRAGE AVEC AJUST
AGE AUTOM.
  FONCTION ISOCAL
EN SERVICE SANS EFFA
C. APPLIC.
  DEMARRAGE AUTOMATI
  ISOCAL
  IMPR. PROCES-VERBA
AUTOMATIQUE SI BPL S
ELECTIONNE
  PARAMETRES POUR PO
ID POIDS (ID P):

  POIDS CAL./AJU.:
  200.00000 g
ADAPTATION FILTRE
  STABLE
FILTRE APPLICATION
  DOSER
ETENDUE DE STABILIT
  2 DIGITS
TARAGE
  APRES STABILITE
AUTO ZERO
  EN SERVICE
UNITE DE POIDS 1
  GRAMMES /G
...etc...
    
```

## Fonctions de la balance (vue d'ensemble)

- o Réglage d'usine
- √ Réglage de l'opérateur



\* = Cette modification de réglage n'est pas possible sur les balances approuvées pour l'utilisation en usage réglementé.

\*\* = Sur les balances approuvées pour l'utilisation en usage réglementé, seul le calibrage externe est possible.

Réglages d'usine

SETUP – Fonctions de la balance	— Délai de stabilité	— Sans délai — Bref délai — Délai moyen — Long délai
	— Tarage*	— Sans stabilité o Après stabilité
	— Auto zéro	o En service — Hors service
	— Unité de poids 1	o Grammes /g — Kilogrammes /kg* — Carats /ct — Livres /lb* — Onces /oz* — Onces de Troy /ozt* — Taels Hongkong /tlh* — Taels Singapour /tls* — Taels Taïwan /tlt* — Grains /GN* — Pennyweights /dwt* # Milligrammes /mg — Pièces par livre //lb* — Taels chinois /tlc* — Mommès /mom* — Carats autrichiens /K* — Tolas /tol* — Bahts /bat* — Mesghals /MS*
	— Précision affichage 1	o Tous digits — Réduit d'1 digit lors changement de charge — Réduit d'1 digit*
	— Tare/zéro initial*	o En service — Hors service
	— Réglage usine seulement fonctions balance	— Non — Oui

\* = Cette modification de réglage n'est pas possible sur les balances approuvées pour l'utilisation en usage réglementé.

# = Réglage d'usine pour ME36S, ME5 et SE2

# Réglage des paramètres de l'appareil (APPAREIL)

## Fonction

Configuration de l'appareil, c'est-à-dire adaptation aux exigences de l'utilisateur en sélectionnant des paramètres dans un menu. L'accès au menu peut être protégé par un mot de passe (code).

## Caractéristiques

Les paramètres de l'appareil sont rassemblés dans les groupes suivants (1<sup>er</sup> niveau du menu) :

- Paravent
- Ionisateur\*
- Code d'accès
- ID opérateur
- Heure
- Interfaces
- Afficheur
- Clavier
- Fonctions diverses
- Réglages d'usine, seulement paramètres appareil

## Réglages d'usine

Paramètres : les réglages d'usine sont caractérisés par un «o» dans la liste à partir de la page 31.

## Opérations préliminaires

Affichage des paramètres de l'appareil prédéfinis :

- Pour sélectionner le réglage : appuyer sur la touche (Setup).

> SETUP apparaît.

SETUP
Fonctions de la balance
Paramètres de l'appareil
Paramètres application
Edition
Info
<< < > >>

- Pour sélectionner les paramètres de l'appareil : appuyer sur les touches de fonction à commandes variables (softkeys) ⏏ et ⏏.

Tant qu'aucun code d'accès (mot de passe) n'a été entré, l'accès au SETUP - Paramètres de l'appareil est possible sans entrer un code.

Lorsqu'un mot de passe (code) a déjà été entré :

- > un message apparaît vous demandant d'entrer le mot de passe (code).
- Si l'accès est protégé par un mot de passe (code) : entrer le mot de passe (code) par l'intermédiaire du bloc numérique/des touches de lettres.
- Si le dernier caractère du mot de passe (code) est une lettre : terminer l'entrée de lettres avec la touche (ABC).

- Pour confirmer le code d'accès et pour afficher les paramètres de l'appareil : appuyer sur la touche de fonction à commandes variables (softkey) ⏏.

> Les paramètres de l'appareil apparaissent sur l'afficheur :

SETUP	APPAREIL
Paravent	
Ionisateur	
Code d'accès	
ID opérateur	
Heure	
<< < > >>	

- Pour sélectionner le groupe suivant : appuyer sur la touche de fonction à commandes variables (softkey) ⏏ (curseur vers le bas).
- Pour sélectionner l'option précédente à l'intérieur d'un groupe : appuyer sur la touche de fonction à commandes variables (softkey) ⏏ (curseur vers le haut).
- Pour sélectionner la sous-option suivante à l'intérieur d'un groupe : appuyer sur la touche de fonction à commandes variables (softkey) ⏏ (curseur à droite).
- Pour sélectionner le groupe précédent : appuyer sur la touche de fonction à commandes variables (softkey) ⏏ (curseur à gauche).
- Pour confirmer l'option du menu sélectionnée : appuyer sur la touche de fonction à commandes variables (softkey) ⏏.

## Entrée et modification du mot de passe (code)

- Un mot de passe (code) pour l'accès au SETUP - Paramètres de l'appareil a déjà été entré avec 8 caractères maximum.

- Pour sélectionner le réglage : appuyer sur la touche (Setup).
- > SETUP apparaît.
- Pour sélectionner les paramètres de l'appareil : appuyer sur les touches de fonction à commandes variables (softkeys) ⏏ et ⏏.
- > un message apparaît alors vous demandant d'entrer le code d'accès :

SETUP	VERIFI.CODE		
Entrée code :	██████████		
<<	<	>	>>

- Entrer le mot de passe (code).
- Pour confirmer le code d'accès et pour afficher les paramètres de l'appareil : appuyer sur la touche de fonction à commandes variables (softkey) ⏏.
- Inscrire ici le mot de passe (code) entré :  
Code = .....  
Si vous avez déjà entré un mot de passe (code), mais si vous l'avez oublié :
- Entrer le mot de passe (code) général (voir annexe).
- Pour confirmer le code d'accès et pour afficher les paramètres de l'appareil : appuyer sur la touche de fonction à commandes variables (softkey) ⏏.
- > Les paramètres de l'appareil apparaissent sur l'afficheur.

\* pas sur les modèles ME36S, ME5 et SE2

- Pour sélectionner le réglage Paramètres de l'appareil «Code d'accès» : appuyer sur la touche de fonction à commandes variables (softkey)  $\nabla$  ou  $\wedge$  plusieurs fois le cas échéant, puis sur la softkey  $\rightarrow$ , jusqu'à ce que

> **Code d'accès :** et, le cas échéant, le mot de passe (code) déjà existant apparaissent :

SETUP	APPAREIL	CODE ACCES S
Code d'accès :		ABC123
◀	◀	

- Nouveau mot de passe (code) : entrer les chiffres et les lettres constituant le nouveau mot de passe (code) (8 caractères max.). Un code «vide» signifie : aucun mot de passe (code) n'a été mémorisé. Pour effacer le mot de passe (code) de l'opérateur : entrer la touche  $\cdot$  ou  $\text{CF}$  et confirmer.

- Pour confirmer l'entrée : appuyer sur la touche de fonction à commandes variables (softkey)  $\downarrow$ .

- Pour quitter le réglage : appuyer sur la softkey  $\leftarrow \leftarrow$ .

> L'application redémarre.

### Autres fonctions

- Pour quitter les réglages : appuyer sur la softkey  $\leftarrow \leftarrow$ .
- > L'application redémarre.
- Pour imprimer le réglage des paramètres :
  - Lorsque les paramètres de l'appareil apparaissent à l'affichage : appuyer sur la touche  $\text{E}$ .
- > Exemple d'édition :

```

-----
SETUP
  APPAREIL
-----
PARAVENT
TOUCHE GAUCHE/DROI
FONCTION IDENTIQUE
MODE AUTOMATIQUE
  HORS SERVICE
RESOL. VAL.PES. AV
AVEC TOUTES LES DECI
MALES
IONISATEUR
  EN SERVICE
  H.SER.AU. TEMPS:
                                10 sec
ID OPERATEUR
ID OPERATEUR:

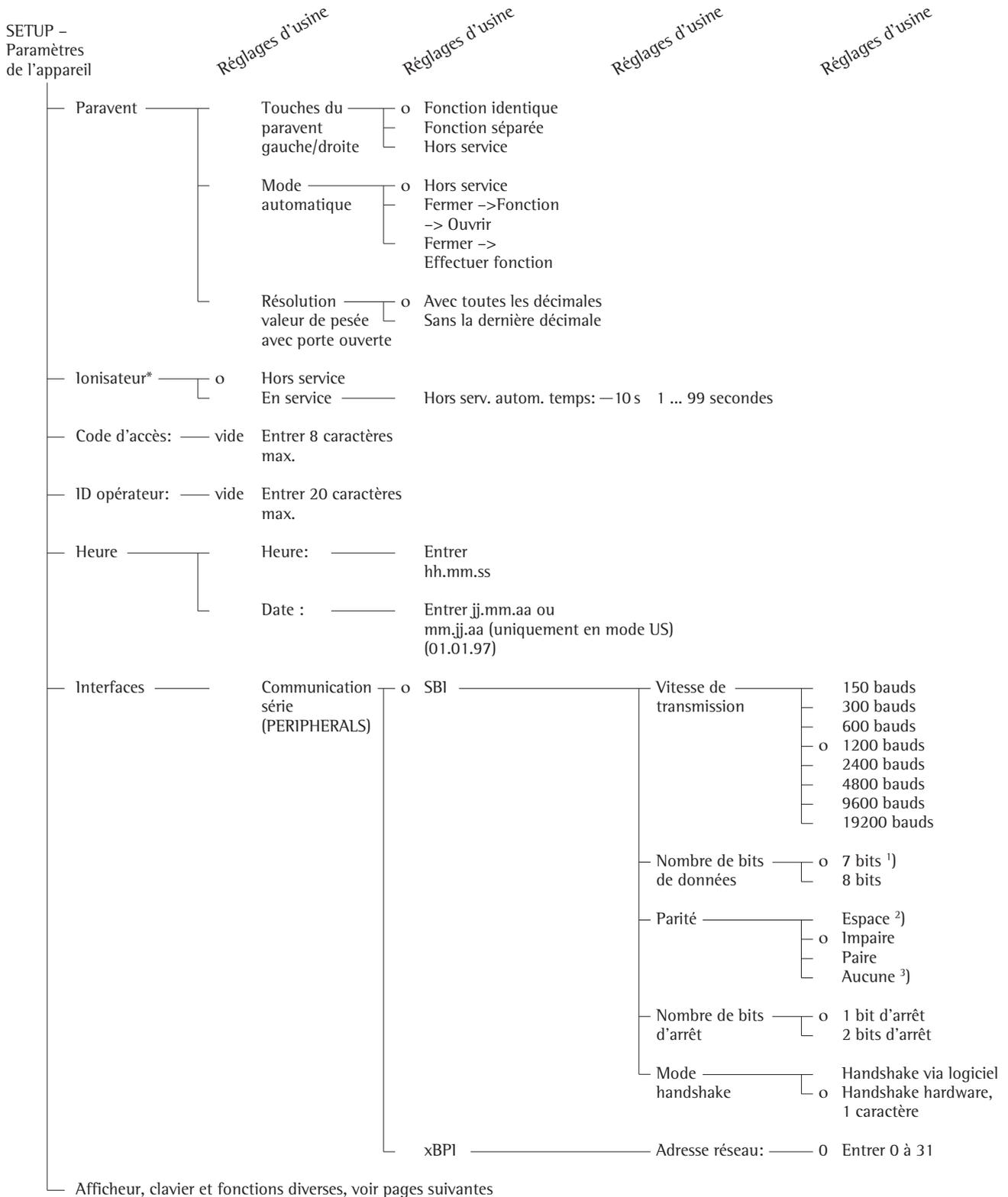
INTERFACES
COMMUNICATION SERI
SBI
  VITESSE DE TRANS
                                1200 BAUDS
  NOMBRE DE BITS D
  7 BITS DE DONNEES
  PARITE
                                IMPAIRE
  NOMBRE DE BITS D
                                1 BIT D'ARRET
  MODE HANDSHAKE
HANDSHAKE HARDWARE 1
CARACTERE
  IMPRIMANTE SERIE (
  YDPO3
  VITESSE DE TRANS
                                1200 BAUDS
  PARITE
                                IMPAIRE
  MODE HANDSHAKE
HANDSHAKE HARDWARE 1
CARACTERE
  FONCTION COMMANDE
  TOUCHE IMPRESSION
  FONCTION PORT DE C
                                SORTIE
AFFICHEUR
CONTRASTE
                                2

```

...etc....

## Paramètres de l'appareil (vue d'ensemble)

- o Réglage d'usine
- √ Réglage de l'opérateur



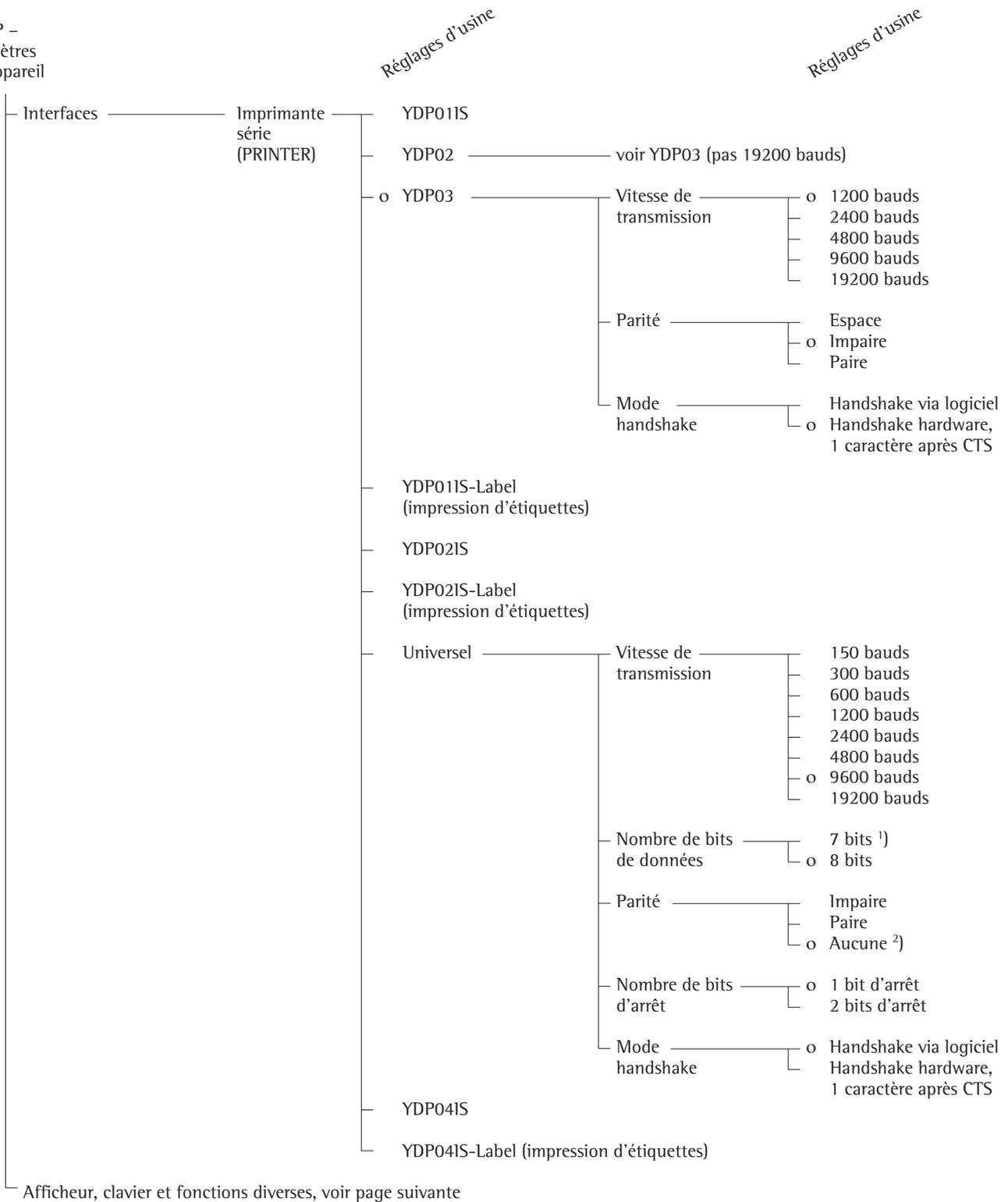
\* pas sur les modèles ME36S, ME5 et SE2

<sup>1)</sup> pas avec la parité «Aucune»

<sup>2)</sup> uniquement avec 7 bits de données

<sup>3)</sup> uniquement avec 8 bits de données

SETUP –  
Paramètres  
de l'appareil

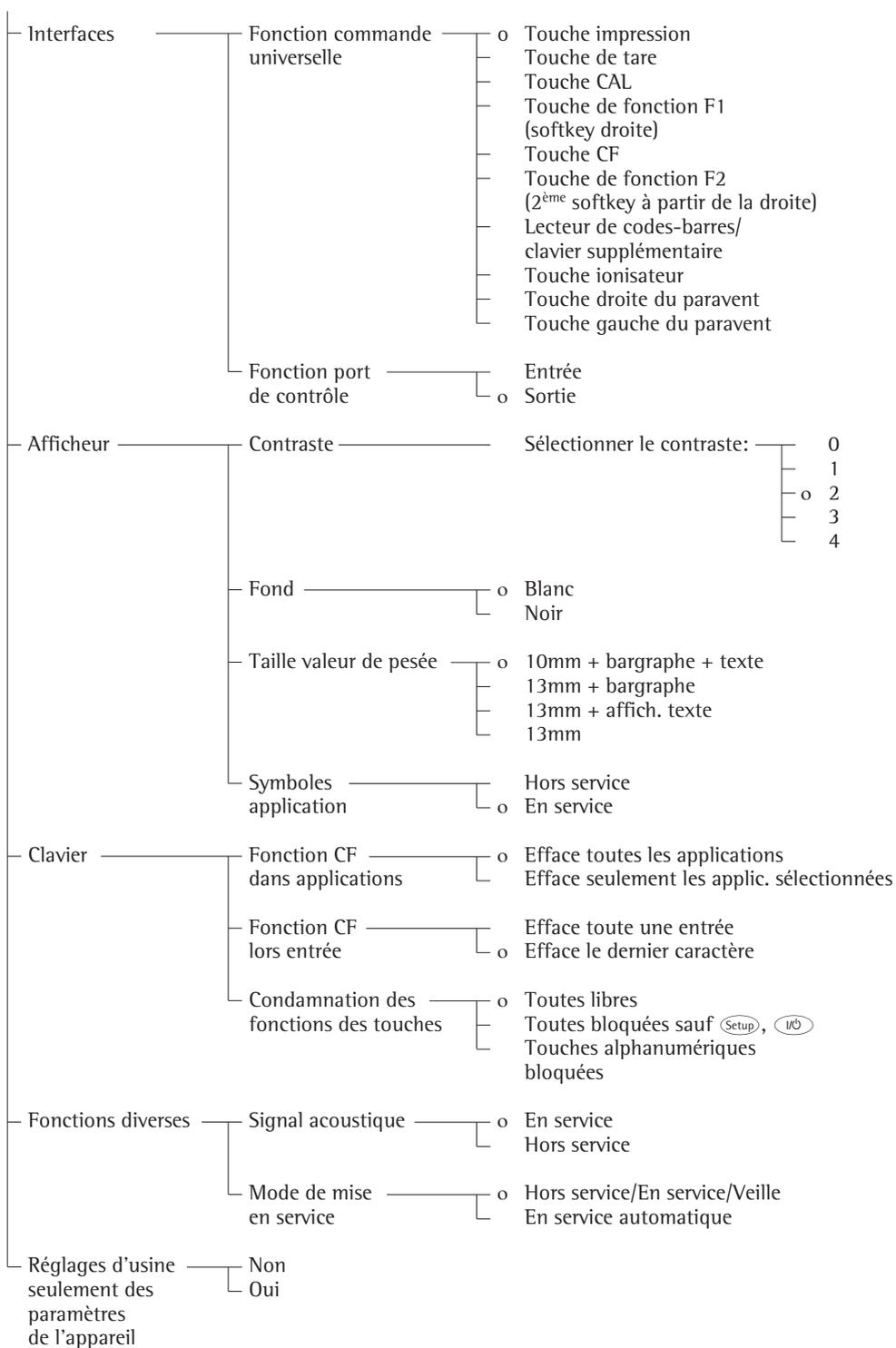


<sup>1)</sup> pas avec la parité «Aucune»  
<sup>2)</sup> uniquement avec 8 bits de données

Setup –  
Paramètres  
de l'appareil

Réglages d'usine

Réglages d'usine



# Réglage des paramètres d'application (Application)

## Fonction

Configuration des programmes d'application d'une balance, c'est-à-dire adaptation aux exigences de l'utilisateur en sélectionnant les paramètres à l'intérieur d'un menu. L'accès au menu peut être protégé par un mot de passe (code).

## Caractéristiques

La fonction de base Pesée simple est toujours disponible. A partir de chacun des groupes suivants, il est possible de sélectionner une application pour le mode de fonctionnement. Une multitude de combinaisons est ainsi possible.

### Application 1 (applications de base)

- Commutation d'unités
- Comptage
- Pesée en pourcentage
- Pesée d'animaux (calcul de la valeur moyenne)
- Recalcul
- Calcul
- Détermination de masses volumiques (densité)
- Pesée par différence
- Correction de la poussée aérostatique et détermination de la densité atmosphérique
- Détermination du diamètre

### Application 2 (contrôle)

- Contrôle +/-
- Fonctions régies par le temps

### Application 3 (procès-verbal)

- Totalisation
- Formulation
- Statistiques

De plus, les touches de fonction à commandes variables (softkeys) peuvent recevoir 2 fonctions supplémentaires tout au moins partiellement par l'intermédiaire du setup.

- Deuxième mémoire de tare
- Identification (identificateur)
- Mémorisation manuelle M+
- Changement de résolution
- Mémoire des données de produits
- Fonction SQmin si nécessaire
- Incertitude de mesure DKD si nécessaire\*

Démarrage automatique de l'application à la mise en marche de la balance.

Réglage d'usine uniquement des paramètres d'application.

## Réglages des paramètres en usine

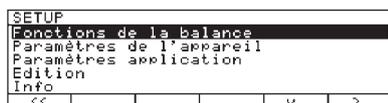
Les réglages d'usine sont caractérisés par le symbole «**O**» dans la liste à partir de la page 35.

## Opérations préliminaires

Affichage des paramètres d'application prédéfinis :

- Pour sélectionner le réglage : appuyer sur la touche **(Setup)**.

> SETUP apparaît :



- Pour sélectionner les paramètres d'application : appuyer plusieurs fois sur la touche de fonction à commandes variables (softkey) **↵** et sur la softkey **➤**.

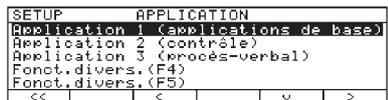
Lorsqu'un mot de passe (code) a déjà été entré :

- > un message apparaît vous demandant d'entrer le mot de passe (code).
- Si l'accès est protégé par un mot de passe (code) : entrer le mot de passe (code) par l'intermédiaire du bloc numérique/des touches de lettres.

- Si le dernier caractère du mot de passe (code) est une lettre : terminer l'entrée de lettres avec la touche **(ABC)**.

- Pour confirmer le code d'accès et pour afficher les paramètres d'application : appuyer sur la touche de fonction à commandes variables (softkey) **↵**.

> Les paramètres d'application apparaissent sur l'afficheur :



- Pour sélectionner le groupe suivant : appuyer sur la touche de fonction à commandes variables (softkey) **↵** ( curseur vers le bas).
- Pour sélectionner l'option précédente à l'intérieur d'un groupe : appuyer sur la touche de fonction à commandes variables (softkey) **↶** ( curseur vers le haut).
- Pour sélectionner la sous-option suivante à l'intérieur d'un groupe : appuyer sur la touche de fonction à commandes variables (softkey) **➤** ( curseur à droite).

- Pour sélectionner le groupe précédent : appuyer sur la touche de fonction à commandes variables (softkey) **↶** ( curseur à gauche).

- Pour confirmer l'option du menu sélectionnée : appuyer sur la touche de fonction à commandes variables (softkey) **↵**.

## Autres fonctions

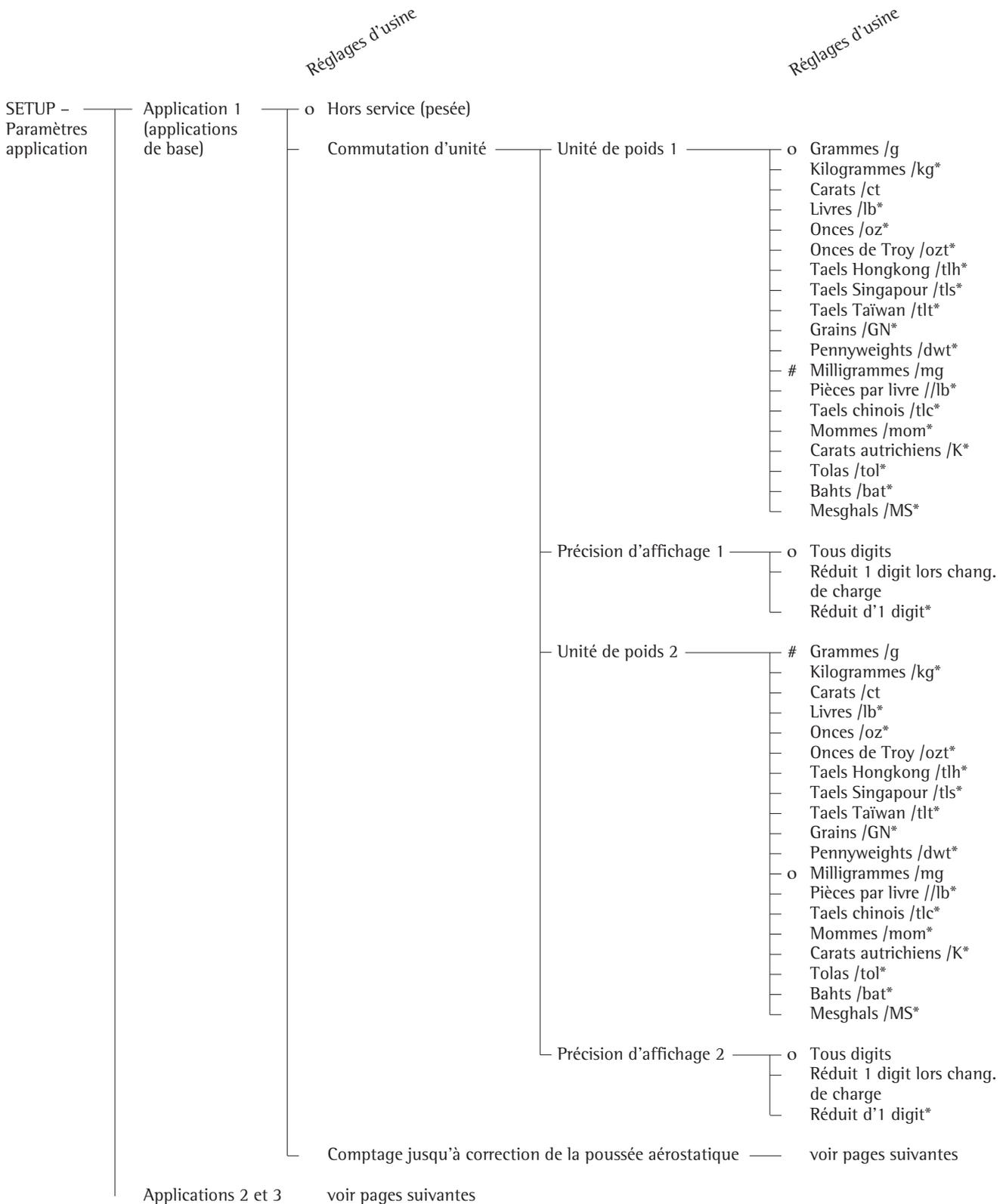
- Pour quitter les réglages : appuyer sur la touche de fonction à commandes variables (softkey) **↶**.
- > L'application redémarre.
- Pour imprimer le réglage des paramètres :
  - Lorsque les paramètres d'application apparaissent à l'affichage : appuyer sur la touche **(P)**.
- > Exemple d'édition (les textes comprenant plus de 20 caractères sont coupés) :

```
SETUP
APPLICATION
-----
APPLICATION 1 (APPL
HORS SERVICE
APPLICATION 2 (CONT
HORS SERVICE
APPLICATION 3 (PROC
HORS SERVICE
FONCT. DIVERS. (F4)
HORS SERVICE
FONCT. DIVERS. (F5)
HORS SERVICE
APPL. DEMAR. AUT. L
HORS SERVICE
-----
```

\*= Activation par le service après-vente

## Paramètres d'application (vue d'ensemble)

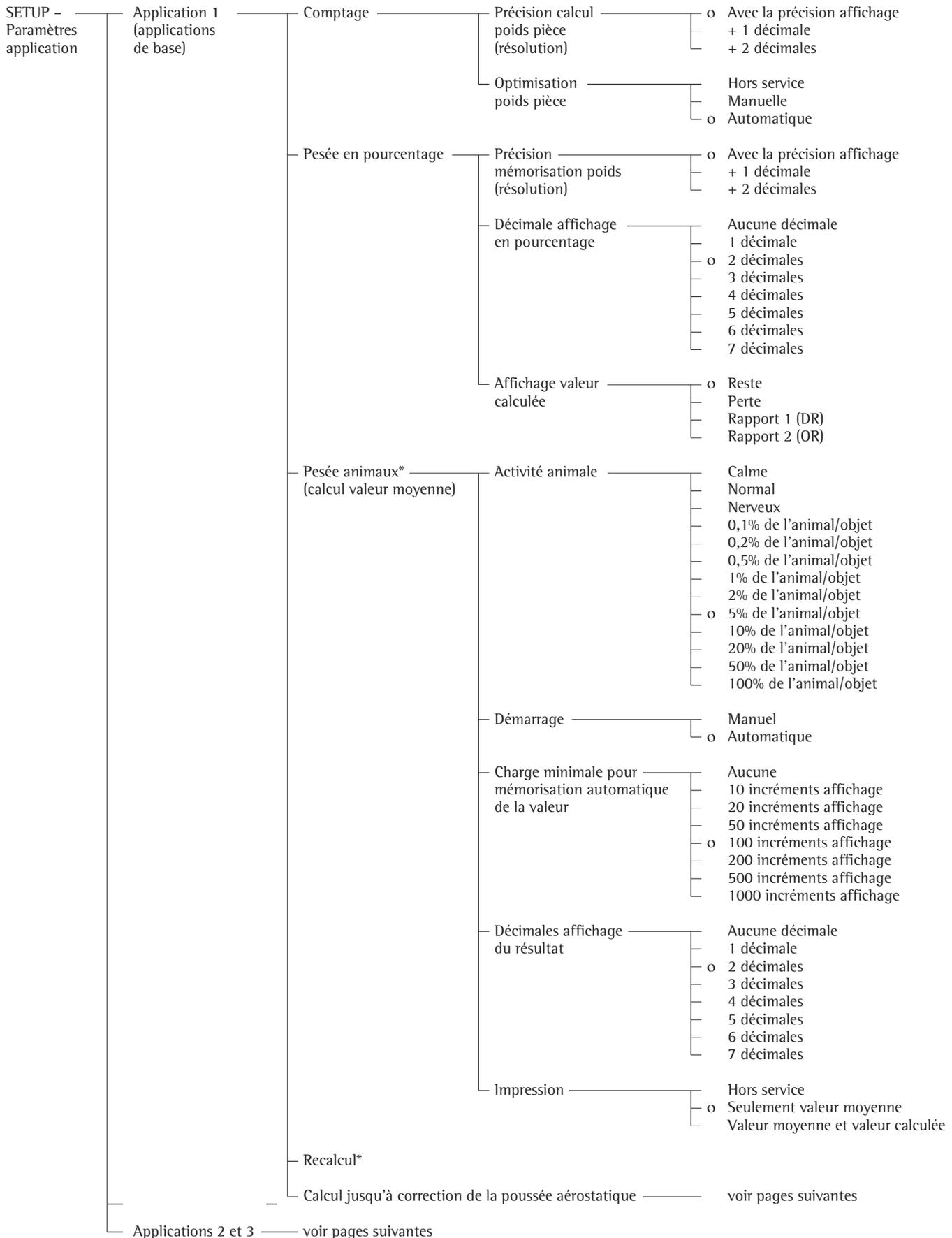
- o Réglage d'usine
- √ Réglage de l'opérateur



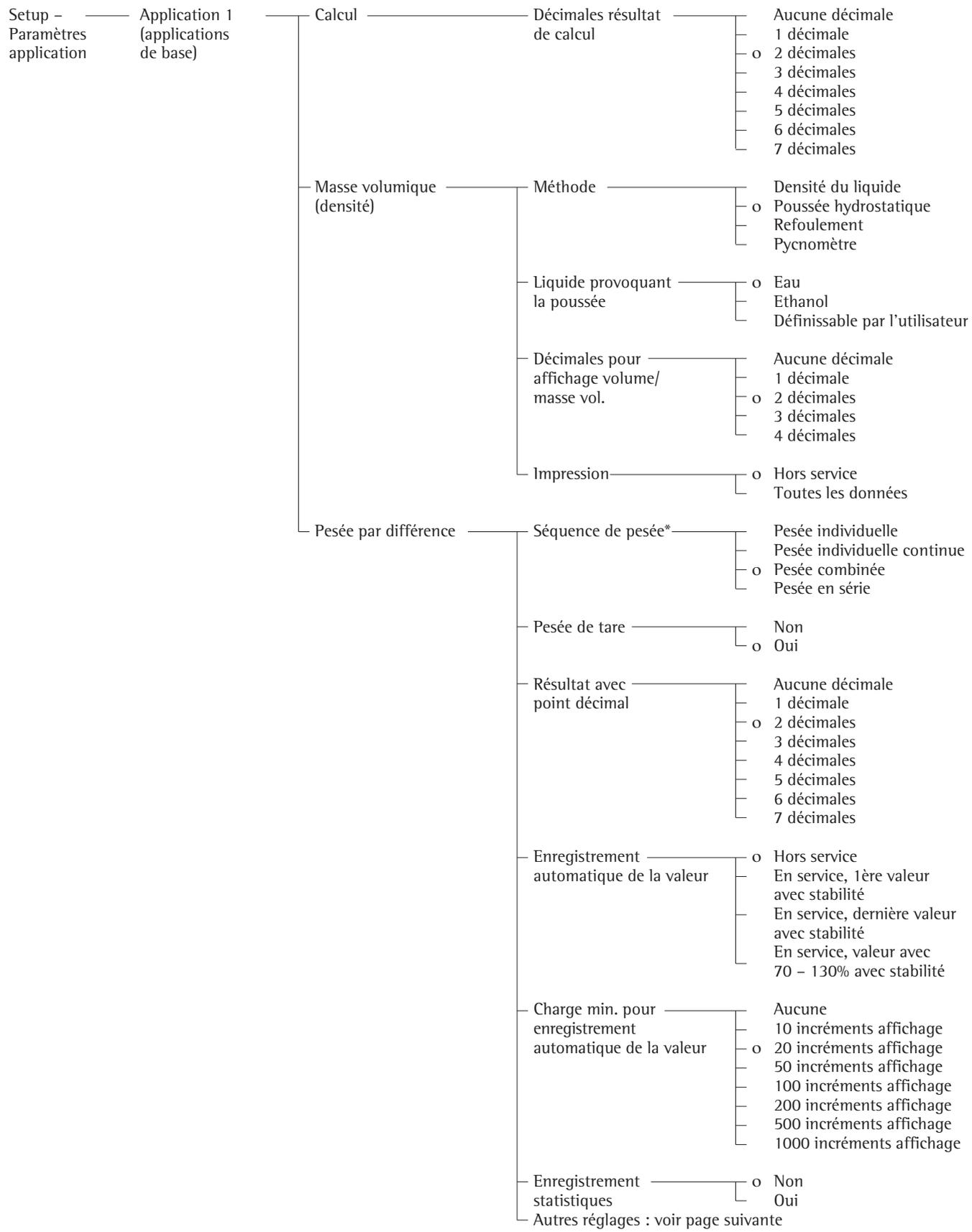
\* Cette modification de réglage n'est pas possible sur les balances approuvées pour l'utilisation en usage réglementé.

# = Réglage d'usine pour ME36S, ME5 et SE2

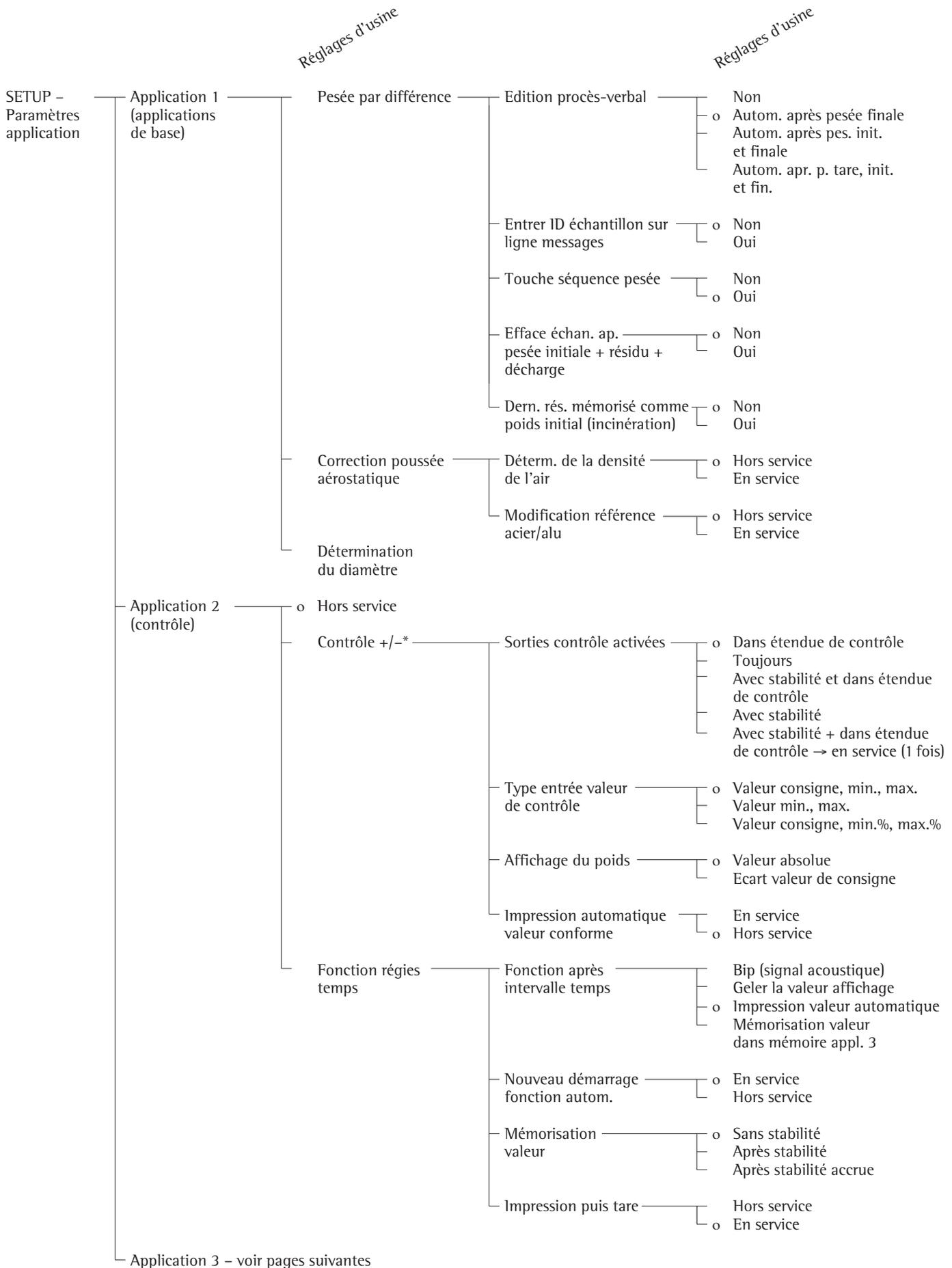
Réglages d'usine



\* = La description détaillée du fonctionnement de l'application est disponible dans le mode d'emploi Master<sup>PRO</sup> «LA.....».  
Ce manuel peut être directement demandé auprès de Sartorius ou être téléchargé sur Internet ([www.sartorius.com](http://www.sartorius.com), voir «downloads»).

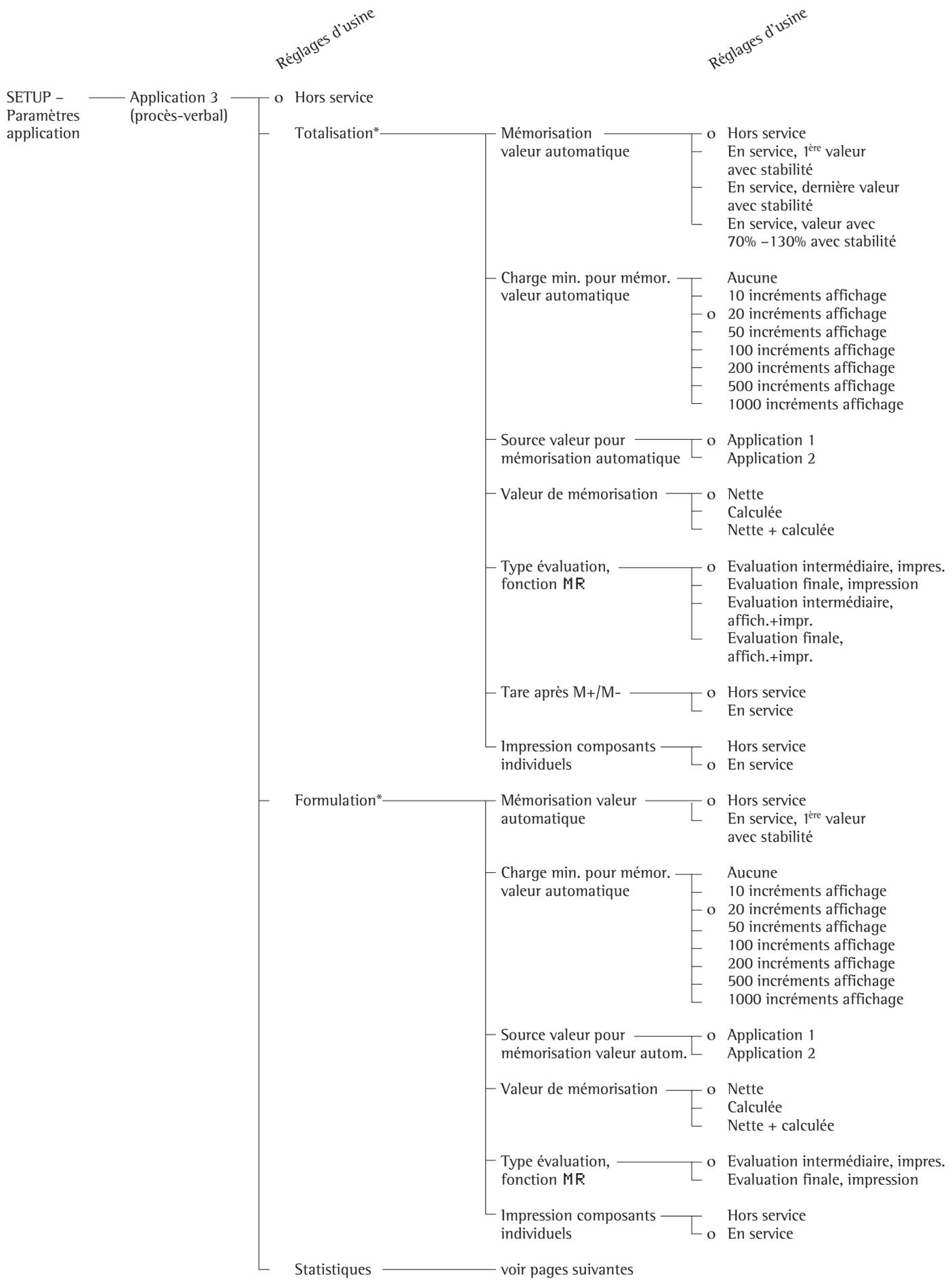


\* = Modification de réglage uniquement lors de la première mise en service lorsque la touche **SÉA.P.** est hors service.

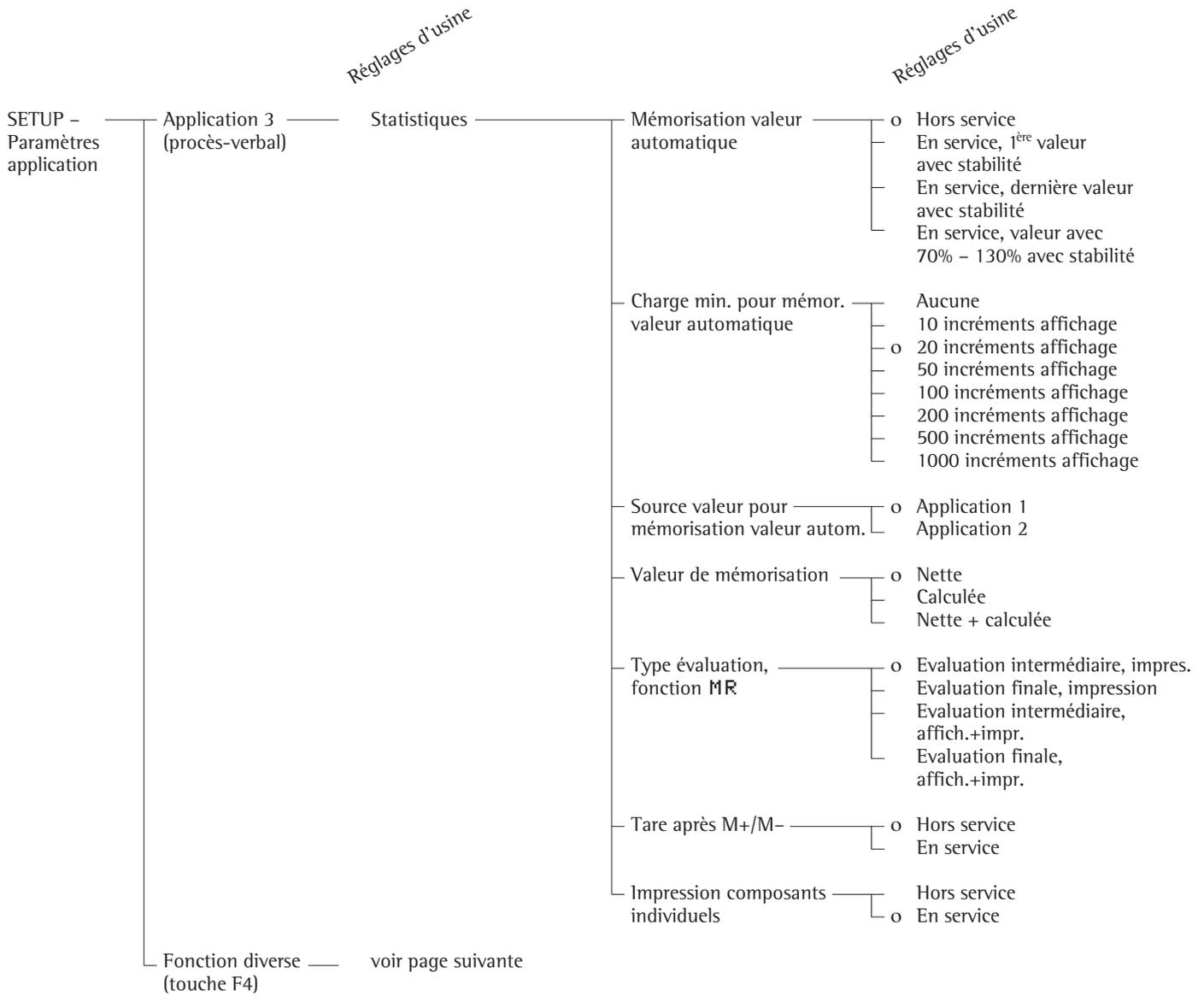


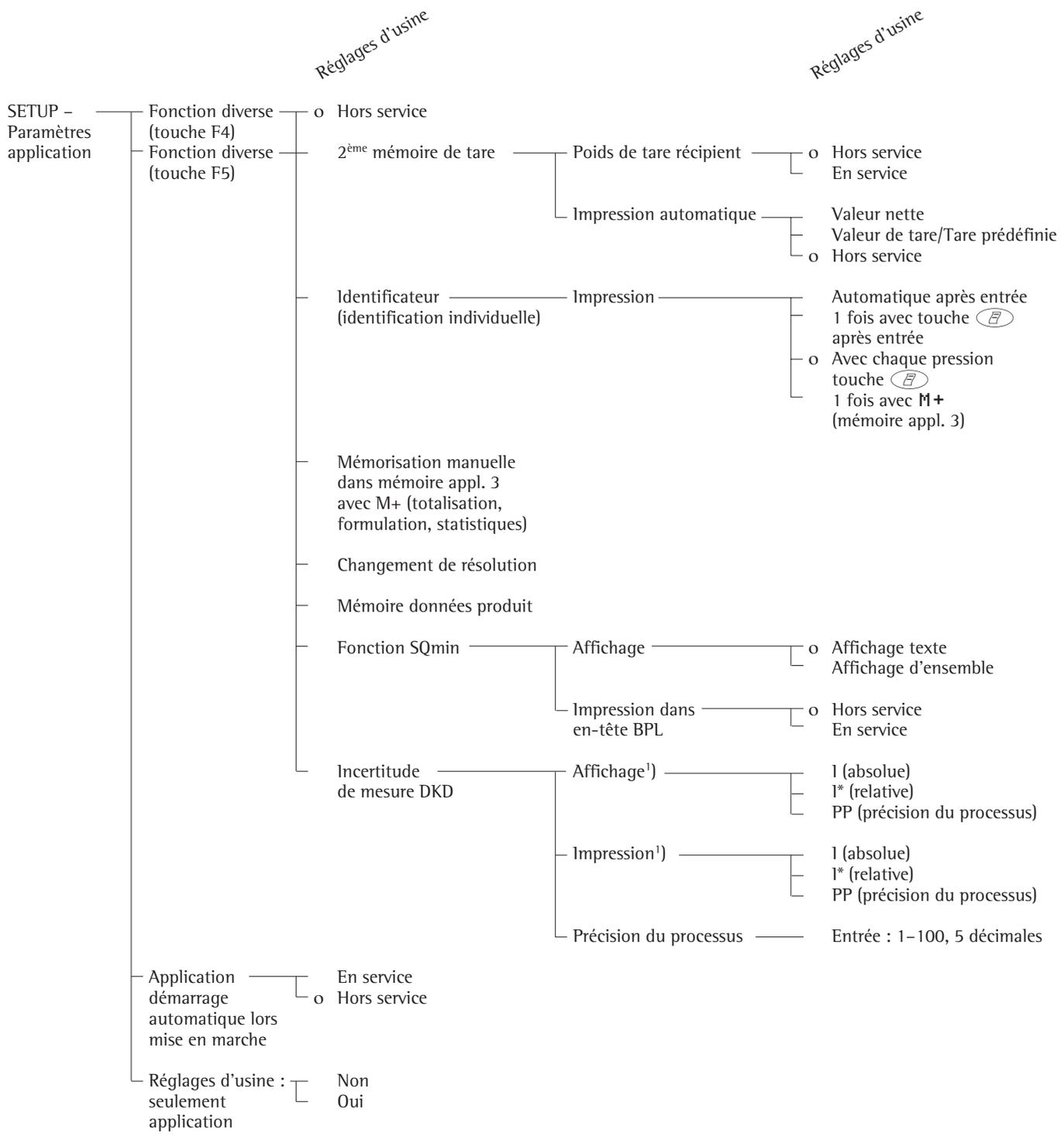
\* = La description détaillée du fonctionnement de l'application est disponible dans le mode d'emploi Master<sup>PRO</sup> «LA.....».

Ce manuel peut être directement demandé auprès de Sartorius ou être téléchargé sur Internet ([www.sartorius.com](http://www.sartorius.com), voir «downloads»).



\* = La description détaillée du fonctionnement de l'application est disponible dans le mode d'emploi Master<sup>PRO</sup> «LA.....». Ce manuel peut être directement demandé auprès de Sartorius ou être téléchargé sur Internet ([www.sartorius.com](http://www.sartorius.com), voir «downloads»).





<sup>1)</sup> Symbole «\*» pour option du menu activée ; au max. 3 sélections possibles

# Réglage de l'édition (EDITION)

## Fonction

Configuration de l'édition, c'est-à-dire adaptation aux exigences de l'utilisateur en sélectionnant des paramètres dans un menu.

L'impression des valeurs de pesée, des valeurs de mesure et des identifications sert à la traçabilité et peut être adaptée à différentes exigences. L'accès au menu peut être protégé par un mot de passe (code).

## Caractéristiques

Les paramètres de l'édition sont rassemblés dans les groupes suivants (1<sup>er</sup> niveau du menu) :

- Edition par applications
- Edition automatique de la valeur d'affichage
- Edition sur interface
- Format des lignes
- Procès-verbal ISO/BPL/BPF
- Identificateur
- Réglage d'usine, seulement paramètres édition

## Réglages d'usine

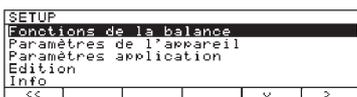
Paramètres : les réglages d'usine sont caractérisés par un «o» dans la liste se trouvant à la page suivante.

## Opérations préliminaires

Affichage des paramètres de l'édition prédéfinis :

- Pour sélectionner le réglage : appuyer sur la touche .

> SETUP apparaît :



- Pour sélectionner les paramètres de l'édition : appuyer plusieurs fois sur les touches de fonction à commandes variables (softkeys)  et .

Tant qu'aucun mot de passe (code) n'a été entré, l'accès au SETUP – Edition est possible sans entrer de code.

Lorsqu'un mot de passe (code) a déjà été entré :

- > un message apparaît vous demandant d'entrer le mot de passe (code).

- Si l'accès est protégé par un mot de passe (code) : entrer le mot de passe (code) par l'intermédiaire du bloc numérique/des touches de lettres.

- Si le dernier caractère du mot de passe (code) est une lettre : terminer l'entrée de lettres avec la touche .

- Pour confirmer le code d'accès et pour afficher les paramètres : appuyer sur la touche de fonction à commandes variables (softkey) .

- > Les paramètres apparaissent sur l'afficheur :



- Pour sélectionner le groupe suivant : appuyer sur la touche de fonction à commandes variables (softkey)  ( curseur vers le bas).

- Pour sélectionner l'option précédente à l'intérieur d'un groupe : appuyer sur la touche de fonction à commandes variables (softkey)  ( curseur vers le haut).

- Pour sélectionner la sous-option suivante à l'intérieur d'un groupe : appuyer sur la touche de fonction à commandes variables (softkey)  ( curseur à droite).

- Pour sélectionner le groupe précédent : appuyer sur la touche de fonction à commandes variables (softkey)  ( curseur à gauche).

- Pour confirmer l'option du menu sélectionnée : appuyer sur la touche de fonction à commandes variables (softkey) .

## Autres fonctions

- Pour quitter les réglages : appuyer sur la softkey .

> L'application redémarre.

- Pour imprimer le réglage des paramètres :
  - Lorsque les paramètres apparaissent à l'affichage : appuyer sur la touche .

> Exemple d'édition :

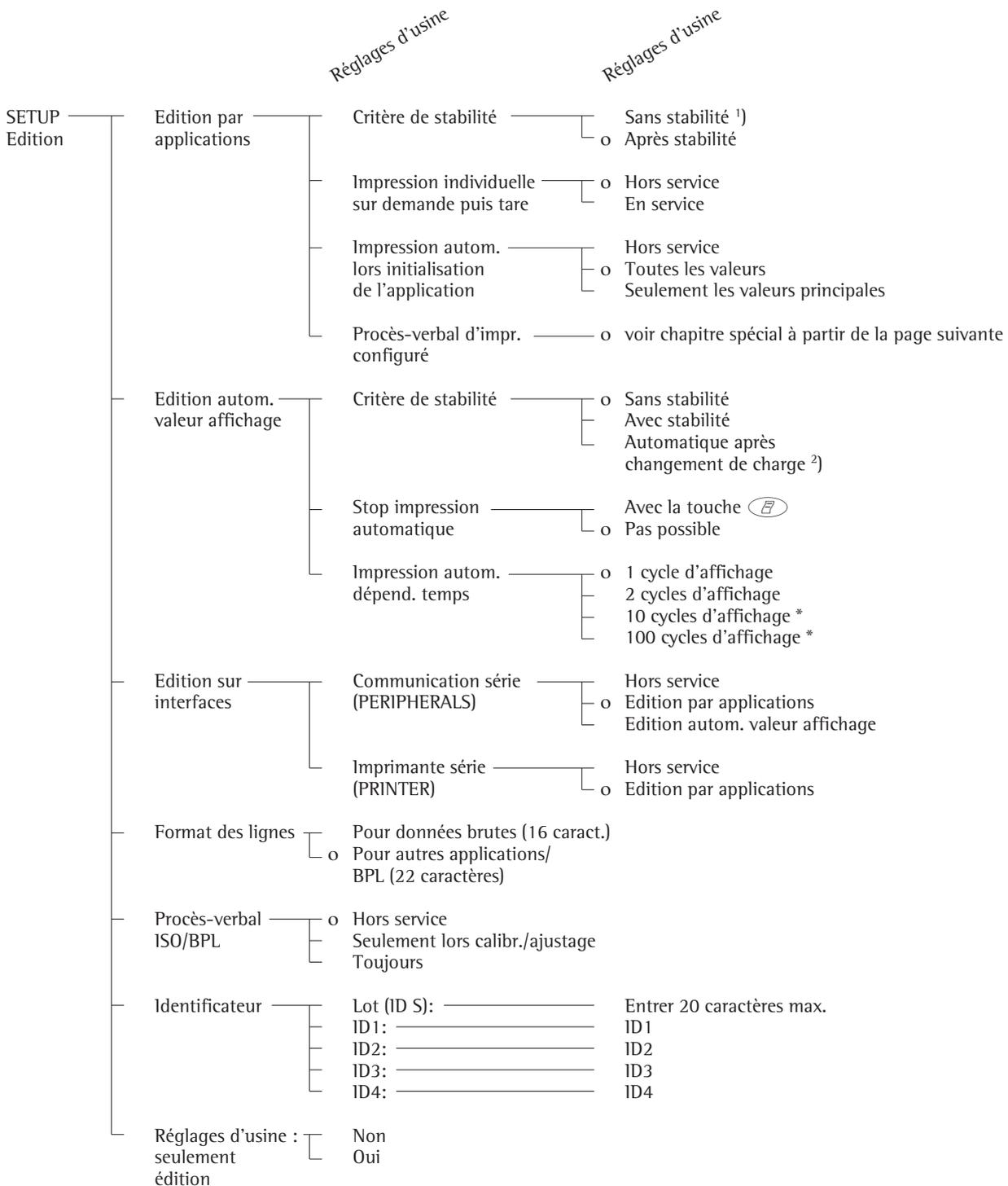
## SETUP EDITION

```
-----  
EDITION PAR APPLICA  
CRITERE DE STABILI  
APRES STABILITE  
IMPRESS. SUR DEMAN  
HORS SERVICE  
IMPRESS. AUTO. LOR  
TOUTES LES VALEURS  
PROCES-VERBAL D'IM  
INDIV.: PCS-VERBA  
EDITION AUTOM. VALE  
CRITERE DE STABILI  
SANS STABILITE  
STOP IMPRESSION AU  
PAS POSSIBLE  
IMPRESSIION AUTOM.  
1 CYCLE AFFICHAGE  
EDITION SUR INTERFA  
COMMUNICATION SERI  
EDITION PAR APPLICAT  
IONS  
IMPRIMANTE SERIE (  
EDITION PAR APPLICAT  
IONS  
FORMAT DES LIGNES  
POUR AUTRES APPL./BP  
L (22 CARACT.)  
PROCES-VERBAL ISO/B  
HORS SERVICE  
IDENTIFICATEUR  
LOT (ID S):
```

```
ID1: ID1  
...etc...
```

## Paramètres de l'édition (vue d'ensemble)

- o Réglage d'usine
- √ Réglage de l'opérateur



\* = Cette modification de réglage n'est pas possible sur les balances approuvées pour l'utilisation en usage réglementé.

<sup>1)</sup> = Remarque concernant l'usage réglementé :

autorisé uniquement à des fins de régulation et de commande ; l'impression de procès-verbaux n'est pas permise.

<sup>2)</sup> = Impression automatique lorsque changement de charge > 10 d et stabilité : déverrouillage < 5 d

# Configuration du procès-verbal

## Fonction

Fixer de manière individuelle le contenu de tous les procès-verbaux. Avec le procès-verbal de totalisation des applications Formulation, Totalisation et Statistiques, il est également possible de déterminer quels paramètres doivent être édités à l'aide de la touche **MR**.

Dans le setup «Procès-verbal d'impression configuré», vous pouvez configurer un procès-verbal individuel, un procès-verbal de composant ou un procès-verbal de totalisation contenant les items d'impression disponibles pour les programmes d'application correspondants. Cela doit avoir lieu après le réglage du programme d'application étant donné que quelques données de l'impression dépendent de l'application.

## Caractéristiques

- Longueur d'une liste de procès-verbaux : au maximum 60 items d'impression.
- Le procès-verbal individuel, le procès-verbal de composants et le procès-verbal de totalisation peuvent être configurés séparément.
- Editer un procès-verbal individuel : appuyer sur la touche .
- Impression automatique de l'application : par ex. résultat Pesée d'animaux, Masse volumique (Setup : Paramètres application : Application 1 : Densité : Impression : Toutes les données) impression de la valeur conforme avec Contrôle +/-, impression des valeurs régie par le temps, 2<sup>ème</sup> mémoire de tare.
- Editer un procès-verbal de composants : Totalisation, Formulation ou Statistiques avec la touche **M+** ou la touche **M-** (Setup : Application 3 : ..., Impression composants individuels : En service).
- Editer un procès-verbal de totalisation : Avec les programmes sélectionnés Totalisation, Formulation ou Statistiques avec la touche **MR**.
- Editer un procès-verbal de la pesée finale : automatiquement après la pesée finale ou avec la touche  lors de l'affichage du résultat (après pesée finale).
- Editer un procès-verbal de statistiques : avec la touche  lorsque le programme de statistiques est activé.

Impression avec la pesée par différence : Il est possible d'imprimer les procès-verbaux sous forme de procès-verbaux standard ou de procès-verbaux configurés (configuration effectuée par l'opérateur).

Les procès-verbaux suivants peuvent être configurés par l'opérateur :

- le procès-verbal individuel,
- le procès-verbal de la pesée finale et
- le procès-verbal de statistiques.

Les procès-verbaux sont imprimés :

- lorsque l'opérateur le souhaite en appuyant sur la touche  (impression individuelle) ou
- automatiquement lorsque le réglage a été effectué dans le setup [Paramètres application : Application 1 : Pesée différence : Edition procès-verbal : Autom...].
- Les listes de procès-verbaux sont effacées après qu'un programme d'application ou une fonction diverse est activé ou désactivé dans le setup - Paramètres d'application.

- Une nouvelle liste de sélection est établie en fonction des programmes d'application et des fonctions diverses activés.

- Les items d'impression peuvent être effacés séparément.

- Avec les réglages du setup suivants, aucun procès-verbal configuré n'est édité :  
Setup : Edition : Format des lignes : Pour données brutes (16 caractères).

- Item d'impression «Avance» lorsqu'on est au bas de page du procès-verbal : Avance jusqu'au début de l'étiquette suivante dans le mode d'exploitation «YDP01IS-Label» et «YDP02IS-Label».

## Autres fonctions

● Pour quitter le procès-verbal d'impression : appuyer sur la touche de fonction à commandes variables (softkey) .

> L'application redémarre.

Imprimer le réglage de procès-verbal de la «Liste» et de la «Sélection».

- **LISTE** : impression de la liste de procès-verbaux actuelle correspondante.  
**SELECTION** : items d'impression qui peuvent encore être sélectionnés actuellement.

● Lorsque la barre de sélection se trouve dans la **LISTE** ou dans la **SELECTION** : appuyer sur la touche .

> Exemple d'édition :

```
P-V. P. FIN.  
LISTE  
=====  
DATE ECHANT.  
POIDS NET INIT.  
POIDS FINAL  
PERTE EN %  
=====  
...etc...
```

**Exemple :**

Configurer un procès-verbal individuel pour l'édition des données du programme de comptage avec ligne pointillée, date/heure, nombre de pièces et valeur du poids net.

Réglages (écarts par rapport aux réglages d'usine) :

Setup : Paramètres application : Application 1 : Comptage

Quitter le setup : softkey <<

Ensuite appeler à nouveau le setup : Edition : Edition par applications : Procès-verbal d'impr. configuré

Etape	Appuyer sur la touche (ou opération)	Affichage/Sortie des données
1. Sélectionner le réglage, choisir Edition	(Setup), puis appuyer plusieurs fois sur la softkey v et enfin sur la softkey >	<pre> SETUP          EDITION Edition par applications Edition autom. valeur affichase Edition sur interfaces Format des lignes Procès-verbal ISO/ BPF &lt;&lt;          &lt;          v          &gt;           </pre>
2. Confirmer Edition par applications	Softkey >	<pre> SETUP          EDITION  APPLICATION Critère de stabilité Impress. sur demande puis tare Impress. auto. lors initialisation Procès-verbal d'impr. configuré &lt;&lt;          &lt;          v          &gt;           </pre>
3. Sélectionner «Procès-verbal d'impr. configuré» et confirmer	Appuyer 3x sur la softkey v, puis sur la softkey >	<pre> EDITION        APPLICATION CONFIG Indiv.:  pcs-verbal pour appl/pesée &lt;&lt;          &lt;          &gt;           </pre>
4. Confirmer le procès-verbal individuel	Softkey >	<pre> LISTE          PROT.  IND.    SELECTION ----- Interliane Avance Date/heure Heure &lt;&lt;          &lt;          v          &gt;           </pre>
5. Sélectionner la ligne pointillée	Softkey >, v, ↓	<pre> LISTE          PROT.  IND.    SELECTION ----- Interliane ----- Avance Date/heure Heure &lt;&lt;          &lt;          ^          v          ↓           </pre>
6. Sélectionner la date et l'heure	Appuyer 2x sur la softkey v, puis sur la softkey ↓	<pre> LISTE          PROT.  IND.    SELECTION ----- Date/heure ----- Avance Heure En-tête BPL &lt;&lt;          &lt;          ^          v          ↓           </pre>
7. Sélectionner le nombre de pièces	Appuyer plusieurs fois sur la softkey v, puis sur la softkey ↓	<pre> LISTE          PROT.  IND.    SELECTION ----- Date/heure Nombre pièces ----- Net (N) Brut (G#) Quantité réf. Poids réf. Tare2 &lt;&lt;          &lt;          ^          v          ↓           </pre>
8. Sélectionner la valeur de poids net	Appuyer plusieurs fois sur la softkey v, puis sur la softkey ↓	<pre> LISTE          PROT.  IND.    SELECTION ----- Date/heure Nombre pièces Net (N) ----- ID1 ID2 ID3 ID4 Brut (G#) &lt;&lt;          &lt;          ^          v          ↓           </pre>
9. Quitter le procès-verbal	Softkey <<	
10. Effectuer les pesées et imprimer	(E)	<pre> ----- 14.01.2000      09:19 Qnt   +        598 pcs N     +    2003.13 g           </pre>

# Informations spécifiques à l'appareil

## Fonction

Affichage des informations spécifiques à l'appareil.

### Afficher les informations spécifiques à l'appareil pour ME215/235/254/414/614

- Pour sélectionner le réglage : appuyer sur la touche **Setup**.

> «SETUP» apparaît :

SETUP					
Fonctions de la balance					
Paramètres de l'appareil					
Paramètres application					
Edition					
Info					
<<				v	>

- Pour sélectionner «Info données de l'appareil» : appuyer plusieurs fois sur la touche de fonction à commandes variables (softkey) **v**, puis sur la softkey **>**.
- > Les informations spécifiques à l'appareil apparaissent à l'affichage :

SETUP	INFO	APPAREIL
No. version:		01-41-05
No. vers.sys.p.:		00-21-09
No. vers.parav.:		05-01-03
Modèle:		ME215S
No. série:		91205355
<<	<	v

### Afficher les informations spécifiques à l'appareil pour ME36S, ME5, SE2

- Sélectionner «Paramètres de l'appareil» : Appuyer sur la touche **I**.
- > Les informations spécifiques à l'appareil apparaissent à l'affichage.

- Pour imprimer les informations : appuyer sur la touche **Print**.

> Exemple d'édition :

```
-----  
23.12.2001      13:02  
MOD.           ME215S  
NO. SER.       91205355  
NO. VERS.      01-41-05  
(version du programme d'exploitation)  
ID             BECKER123  
(ID opérateur)  
-----  
ID S           LOT 23  
(ID lot)  
SETUP
```

```
-----  
                INFO  
-----  
NO. VERSION:   01-41-05  
(version du programme  
d'exploitation)  
NO. VERS.SYS.P.: 00-21-09  
(version du programme du système  
de pesée)  
NO. VERS.PARAV.: 05-01-03  
(version du programme du paravent)  
MODELE:       ME215S  
NO. SERIE:     91205355  
PROCH. MAINTEN.: 01.01.2003  
TELEPHONE SAV: 00495513080  
SQmin:        0.0300 g  
-----
```

- Pour retourner à la vue d'ensemble du SETUP : appuyer sur la touche de fonction à commandes variables (softkey) **<**.
  - Pour quitter les réglages : appuyer sur la touche de fonction à commandes variables (softkey) **<<**.
- > Vous vous retrouvez alors dans la position du menu précédente.

## Réglages d'usine

Pour chaque paramètre, il existe un réglage effectué en usine. Dans le setup, il est possible d'effectuer un réglage afin que tous les réglages d'usine du setup soient restaurés lorsque l'on confirme le setup avec **Qui**.

Les réglages suivants ne sont pas restaurés :

- langue,
- code d'accès,
- contraste de l'afficheur,
- heure.

# Fonctionnement

## Pesée simple

### Fonction

La fonction Pesée simple est disponible à tout moment seule ou combinée à des programmes d'application (commutation d'unités, comptage, pesée en pourcentage, ...).

### Caractéristiques

- Tarer la balance
- Identifier la valeur de pesée
- Imprimer la valeur de pesée
- Imprimer l'identification de la valeur de pesée

### Touches de fonction à commandes variables (softkeys)

**C a l** Démarrage des processus de calibrage et d'ajustage

**i s o C A L** Démarrage des processus de calibrage et d'ajustage par pression de touche si nécessaire

**I D E** Mémorisation de l'identification entrée

## Remarques concernant le «pesage analytique»

### Manipulation des échantillons et des récipients

Il est nécessaire d'adapter la température de l'échantillon à celle de la balance. De cette manière, il est possible d'éviter des erreurs dues à la poussée aérostatique et des variations en raison des courants de convection à la surface de l'échantillon.

Les effets cités ci-dessus augmentent avec le volume et la surface de l'échantillon. Il est par conséquent recommandé de choisir un récipient de tare d'une taille adéquate pour la pesée.

Il ne faut pas saisir les échantillons avec la main. Le comportement hygroscopique des empreintes digitales restant sur l'échantillon et la température influent sur le résultat de mesure.

L'échantillon doit être déposé avec précaution, par exemple avec une pincette ou un autre instrument adéquat. Il est nécessaire de travailler dans le calme et de manière continue.

La température régnant dans une chambre de pesée qui n'a pas été ouverte depuis longtemps peut être différente de celle régnant sur le lieu d'installation de la balance. Lors de l'ouverture de la chambre

de pesée, il se produit un changement de température inévitable qui peut provoquer des erreurs d'affichage. Quelques mesures mettent cette influence en évidence.

Avant de commencer une série de mesures, il est donc recommandé d'ouvrir et de fermer la chambre de pesée plusieurs fois au rythme des mesures à venir. L'afficheur pondéral se stabilise en règle générale 10 secondes environ après la fermeture de la chambre de pesée. Plus les pesées successives sont régulières, plus les résultats de mesure sont précis.

### Pesée d'échantillons et de récipients chargés électrostatiquement

Lors de la pesée de corps chargés électrostatiquement, des erreurs de pesée importantes peuvent apparaître.

Les échantillons qui présentent une très mauvaise conductibilité électrique (verre, matière plastique, filtre) sont particulièrement concernés par ce problème parce qu'ils ne peuvent éliminer les charges, provoquées par un frottement par exemple, que dans un laps de temps plus important par l'intermédiaire du plateau de pesée.

Il s'ensuit un effet dynamique entre les charges fixées sur l'échantillon à peser et les pièces fixes de la balance (socle de la chambre de pesée, paravent, boîtier de la balance), effet qui se traduit par une dérive constante de la valeur de pesée.

L'ionisation permet de rendre conductible l'air entourant l'échantillon. Ainsi des charges peuvent être compensées par l'intermédiaire de l'air et respectivement dérivées vers la terre (masse).

En plus de mesures purement mécaniques (protection électrostatique de l'échantillon à peser grâce à un plateau de pesée antistatique, voir «Accessoires»), vous pouvez également neutraliser les charges superficielles avec efficacité en les bombardant avec une polarité d'ions opposés. A cet effet, mettez en marche l'ionisateur, voir page 53.

L'environnement de la balance, par exemple l'opérateur, peut aussi exercer par des charges une influence perturbatrice importante sur la pesée. Les modèles de la série ME/SE agissent déjà dans leur construction contre ce phénomène grâce à un revêtement métallique des vitres de la chambre de pesée.

Sur la face arrière de la balance, vous trouverez une borne d'équipotentialité destinée à une mise à la terre (par exemple pour une spatule). La vis de serrage admet des câbles de 6 mm<sup>2</sup> maximum (fil unique) ou des cordons de 4 mm<sup>2</sup>

### Pesée d'échantillons magnétiques ou magnétisables

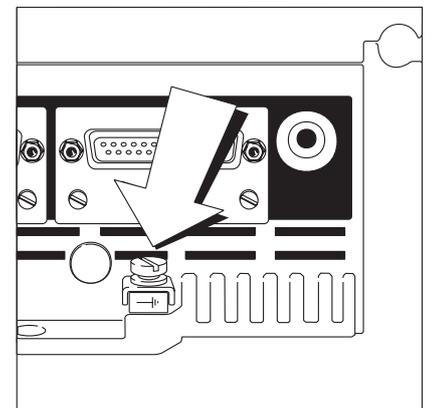
L'utilisation de matériaux magnétisables est, pour des raisons techniques, inévitable lors de la fabrication des balances. En outre, le principe de fonctionnement des balances à haute résolution repose sur la compensation de la charge par des forces magnétiques.

Lors de la pesée d'échantillons et de récipients magnétiques (par exemple gobelet gradué avec agitateur), il peut se produire une interaction avec les pièces de la balance citées plus haut, ce qui entraîne une influence négative sur les résultats de pesée.

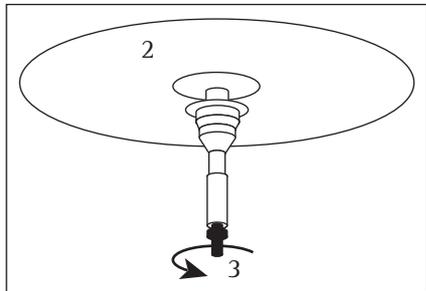
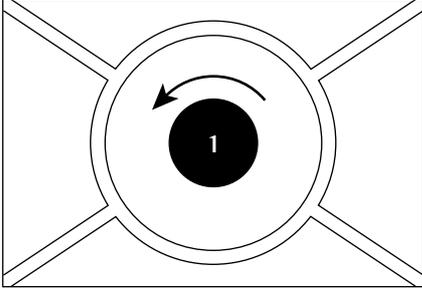
Contrairement aux écarts provoqués par des charges électrostatiques, les perturbations magnétiques sont en règle générale constantes dans le temps mais dépendent très sensiblement de la position sur le plateau de la balance et sont caractérisées par une mauvaise répétabilité.

Afin de réduire l'effet décrit précédemment, il est recommandé d'augmenter la distance entre l'échantillon et le plateau de pesée à l'aide d'un matériau non aimantable (diminution quadratique de la force grâce à la distance).

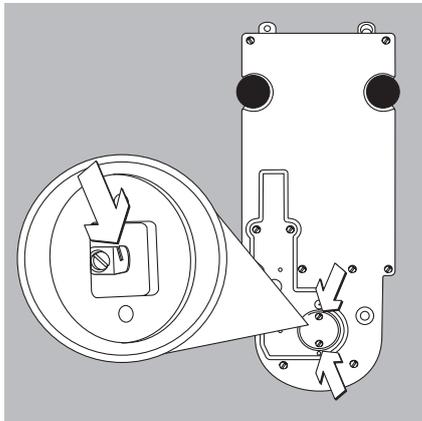
Des échantillons magnétisables ou encore magnétisés sont en interférence avec des champs magnétiques et des parties magnétisables ou magnétisées de l'environnement. Dans un petit nombre de cas, il est possible de protéger des champs magnétiques externes à l'aide de plaques de basse coercivité. Dans un cas normal, un système de pesée en dessous du socle dans un paravent exempt de champ magnétique et composé de matériaux non magnétiques permet d'éliminer toute autre partie magnétique.



ME215/235/254/414/614/36S :



ME5/SE2 :



### Pesée en dessous du socle

Un dispositif de pesée en dessous du socle est à votre disposition pour toutes vos pesées sous le socle de la balance.

Non autorisée pour l'usage réglementé

- Dévisser la plaque de fermeture **1** sous le socle de la balance.

- Retirer le plateau de pesée **2** en le soulevant.
- Dévisser le crochet **3**.
- Revisser l'autre extrémité du crochet **3**.
- Reposer le plateau de pesée **2**.
- Accrocher le récipient contenant l'échantillon à peser au crochet.

- Dévisser les deux vis se trouvant au-dessous du capteur de pesée et retirer la plaque de fermeture.
- Suspending un échantillon à la fente par ex. à l'aide d'un fil.
- Si nécessaire, installer un écran contre les courants d'air.

### Opérations préliminaires

- Mettre en marche la balance : appuyer sur la touche .

> Le logo Sartorius apparaît.

- Si la date de la prochaine maintenance est atteinte, l'affichage suivant apparaît :

PROCHAINE MAINTENANCE:	
Date:	01.01.2002
Téléphone SAV:	00495513000
<<           >>	

Quitter l'affichage : appuyer sur la softkey .

- Contacter le service après-vente Sartorius et prendre un rendez-vous pour la maintenance.
- Tarer la balance si nécessaire : appuyer sur la touche .
- > Le symbole  apparaît à l'affichage lorsqu'une balance approuvée pour l'utilisation en usage réglementé est mise à zéro ou tarée ( $\pm 0,25$  digit).

# Fonctionnement

## Pour le service technique :

Emploi des modèles approuvés pour l'utilisation en usage réglementé dans l'Union Européenne :

La balance n'est pas prévue pour l'utilisation dans les points de vente publics. La vérification d'instruments de pesage assujettis à l'approbation de type n'est valable que pour les balances à fonctionnement non automatique ; pour un fonctionnement automatique avec ou sans dispositifs intégrés auxiliaires, il vous faut respecter les règlements nationaux en vigueur sur le lieu d'installation.

- La gamme de température (°C) indiquée sur la plaque d'identification ne doit pas être dépassée pendant le fonctionnement.

Exemple :

BE BK

Ⓜ 0...+40 °C

## Autres fonctions

En plus des fonctions :

- entrée de chiffres et de lettres,
- tarage (pas avec l'entrée de chiffres/de lettres),
- impression,

il est possible d'accéder aux fonctions suivantes à partir de ce programme d'application :

- calibrage/ajustage (pas avec l'entrée de chiffres/de lettres),
- setup,
- arrêt de la balance.

### Calibrage

- Appuyer sur la softkey **Cal**.

> Pour plus de détails, veuillez vous reporter au paragraphe «Calibrage et ajustage».

### Setup (réglages)

- Appuyer sur la touche **Setup**.

> Pour plus de détails, veuillez vous reporter au chapitre «Réglages».

### Arrêt de la balance

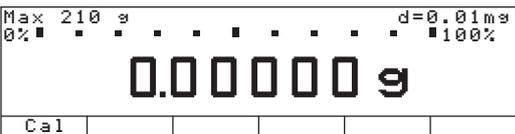
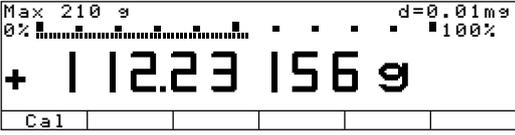
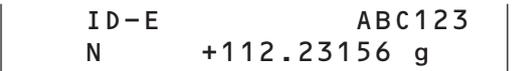
- Appuyer sur la touche **1/0**.

> La balance s'arrête.

> «Standby» apparaît à l'affichage.

## Exemples

Exemple W1 : calculer la valeur de pesée.

Etape	Appuyer sur la touche (ou opération)	Affichage/Sortie des données
1. Tarer la balance si nécessaire (symbole <b>0</b> : la balance est tarée, uniquement sur les balances approuvées pour l'utilisation en usage réglementé)	<b>Tare</b>	
2. Entrer l'identification de la valeur de pesée	voir exemple W2	
3. Déterminer le poids de l'échantillon (exemple)	Poser l'échantillon	
4. Imprimer la valeur de pesée	<b>Print</b>	

Exemple W2

Entrer l'identification de l'échantillon «ABC123».

Remarque :

- L'identification n'est valable en général que pour une seule pesée.
- L'identification est effacée après l'édition des données.

Etape	Appuyer sur la touche (ou opération)	Affichage/Sortie des données
Etat initial (balance déchargée) (il est aussi possible d'entrer l'identification lorsque la balance est chargée).		
1. Sélectionner l'entrée de lettres	(ABC)	
2. Effectuer la présélection pour la lettre «A»	Softkey ABCDEF	
3. Entrer la lettre «A» (effacer la lettre :	Softkey A (CF), (CF)	
4. Effectuer la présélection pour la lettre «B» et valider	Softkey ABCDEF Softkey B	
5. Effectuer la présélection pour la lettre «C» et valider (pour terminer l'entrée lorsque seules des lettres ont été entrées	Softkey ABCDEF Softkey C (ABC)	
6. Entrer les chiffres 1, 2 et 3	(1) (2) (3)	
7. Mémoriser l'identification (20 caractères maximum) - L'identification sera imprimée lors de votre prochaine édition.	Softkey ID E	

# Paramètres de l'appareil

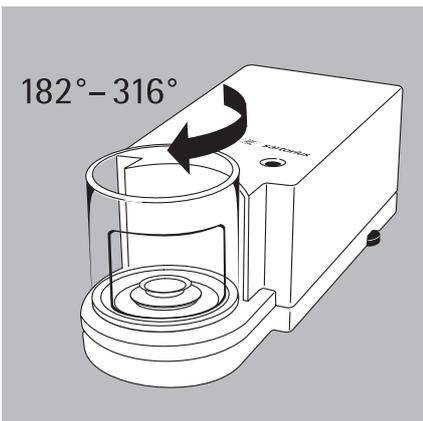
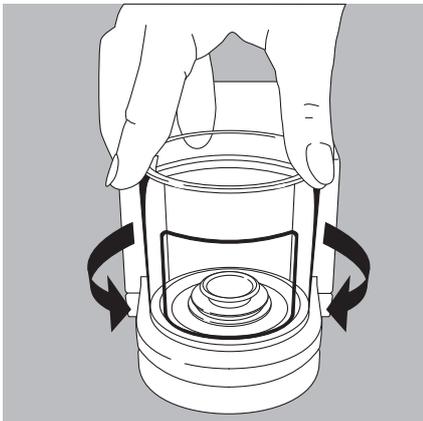
## Ouverture et fermeture du paravent

### Fonction

La balance ME/SE est une balance à haute résolution. Elle est équipée d'un paravent afin que des courants de convection n'influent pas sur le résultat de mesure. Pour déposer l'échantillon à peser sur le plateau de pesée et le retirer, il faut ouvrir et fermer les portes du paravent. Cela peut avoir lieu de différentes manières et est déterminé par l'opérateur.

### Caractéristiques

- Les portes du paravent peuvent être ouvertes et fermées à tout moment indépendamment du programme d'application utilisé.
- Ouverture et fermeture des portes du paravent par l'intermédiaire du clavier, d'une commande à distance ou par ordre de l'interface.
- Il est possible de régler les portes du paravent de telle manière que, lors de l'exécution d'une fonction de la balance comme par exemple le tarage, elles se ferment automatiquement, elles se ferment et ensuite se rouvrent automatiquement.



Il est possible de désactiver cette fonction. Si elle est activée, les portes du paravent se ferment automatiquement lorsque la balance n'est pas utilisée pendant 2 minutes (protection contre la poussière).

- La fonction «Fermer automatiquement le paravent lors du déclenchement de la fonction» peut être combinée avec des actions/des programmes d'application qui exigent une mémorisation des valeurs de poids avec stabilité :
  - mise en marche de la balance (tare initiale),
  - tarage après stabilité,
  - impression individuelle après stabilité,
  - démarrage de toutes les fonctions d'ajustage,
  - 2<sup>ème</sup> mémoire de tare,
  - mémorisation de poids manuelle avec les fonctions suivantes :
    - comptage, pesée en pourcentage, recalcul, détermination de masses volumiques, pesée par différence,
    - totalisation, formulation, statistiques.
- Lorsque les portes du paravent sont ouvertes, une plus faible résolution de la valeur de pesée est possible.

- La touche gauche  $\uparrow/\text{C}$  et la touche droite  $\downarrow/\text{D}$  servant à actionner les portes du paravent peuvent
  - avoir une fonction identique,
  - avoir des fonctions séparées ou
  - être désactivées.

### Paravent des modèles ME215/235/414/614/36S :

- L'opérateur peut déterminer quelles portes du paravent doivent s'ouvrir et se fermer après une pression sur la touche gauche ou sur la touche droite  $\uparrow/\text{C}$  (la balance Genius dispose d'une fonction d'apprentissage).
- Lorsque la porte rencontre un obstacle lors de l'ouverture ou de la fermeture, elle se comporte de la manière suivante :
  - lors de l'ouverture : elle s'arrête,
  - lors de la fermeture : elle se rouvre.

Réglages des paramètres en usine  
Touche gauche/droite :  
**Fonction identique**

Mode automatique :  
**Hors service**

Résol. val. pes. avec porte ouverte :  
**Avec toutes les décimales**

### Paravent des modèles ME5 | SE2

- L'utilisateur peut définir la fonction du paravent :

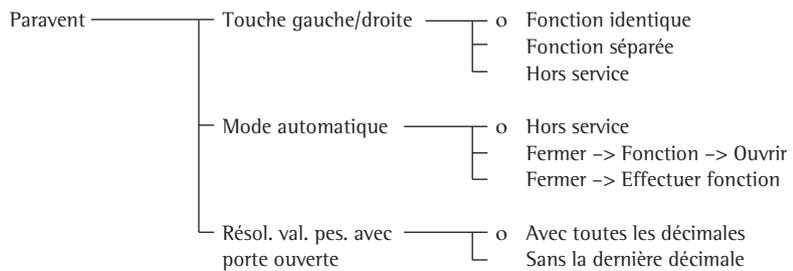
Touches	Setup, touches du paravent : Même fonction	Fonction séparée
Touche $\text{C}$ , $\text{D}$	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ouvrir selon la position d'ouverture préalablement réglée ou</li> <li>- Saisie de l'angle d'ouverture sur le clavier à 10 touches</li> <li>- Fermer</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ouvrir à 100° dans le sens des aiguilles d'une montre</li> <li>- Fermer</li> </ul>
Clavier à 10 touches + Touche $\text{C}$ , $\text{D}$	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Entrer et mémoriser l'angle d'ouverture</li> <li>- 44° - 181° : s'ouvre dans le sens inverse des aiguilles d'une montre</li> <li>- 182° - 316° : s'ouvre dans le sens des aiguilles d'une montre</li> <li>- 0° - 43° : supprime la position mémorisée</li> </ul>	Aucune fonction
Adaptatif	Oui (choisir la position d'ouverture à la main)	Non

### Opérations préliminaires

- Mettre la balance sous tension : touche .

> Le logo Sartorius apparaît.

- Configurer Fonction du paravent dans le setup : appuyer sur la touche .
- Sélectionner les paramètres de l'appareil : appuyer sur la softkey , puis sur la softkey .
- Sélectionner **Paravent** : appuyer sur la softkey .



= réglage d'usine

voir également le chapitre «Réglages» : «Paramètres de l'appareil (vue d'ensemble)».

- Mémoriser les réglages et quitter le setup : appuyer sur la softkey  .

### Affecter la fonction d'ouverture des portes aux touches sur les modèles ME215/235/414/614/36S :

Exemple 1 : ouvrir et fermer la porte supérieure et la porte de droite du paravent avec la touche droite .

Différence par rapport au réglage d'usine : Aucune

- Si nécessaire, fermer toutes les portes du paravent.

- Pousser doucement vers l'arrière et en même temps ou l'une après l'autre les poignées de la porte supérieure et de la porte de droite (2 et 3) afin que les portes s'ouvrent de manière motorisée.

- Appuyer sur la touche droite  afin de mémoriser cette manière d'ouvrir la porte ; les portes se ferment. Lorsque vous appuyerez désormais sur la touche droite , la porte supérieure et la porte droite du paravent seront actionnées.

Exemple 2 : ouvrir et fermer la porte droite du paravent avec la touche gauche . Ouvrir et fermer la porte gauche du paravent avec la touche droite .

Différence par rapport au réglage d'usine : Fonction séparée

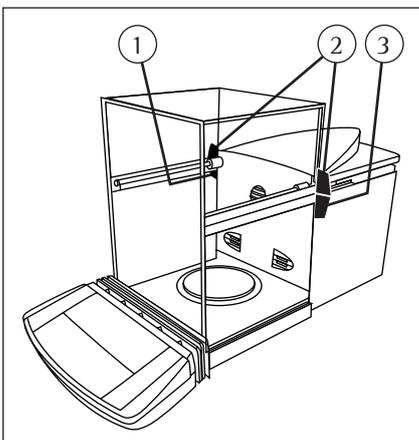
- Si nécessaire, fermer toutes les portes du paravent.

- Pousser doucement vers l'arrière la poignée de la porte droite du paravent (3) afin que la porte s'ouvre de manière motorisée.

- Appuyer sur la touche gauche  afin de mémoriser cette manière d'ouvrir la porte ; la porte se ferme. Lorsque vous appuyerez désormais sur la touche gauche , la porte droite du paravent sera actionnée.

- Pousser doucement vers l'arrière la poignée de la porte gauche du paravent (1) afin que la porte s'ouvre de manière motorisée.

- Appuyer sur la touche droite  afin de mémoriser cette manière d'ouvrir la porte ; la porte se ferme. Lorsque vous appuyerez désormais sur la touche droite , la porte gauche du paravent sera actionnée.



## Modèles ME215/235/414/614 :

### Ionisateur

#### Fonction

L'ionisation (avec des ions positifs et négatifs) permet de rendre conducteur l'air entourant l'échantillon. Ainsi des charges peuvent être compensées par l'intermédiaire de l'air et dérivées vers la terre (masse).

Lors de la pesée d'échantillons chargés électrostatiquement, il est nécessaire de travailler avec prudence et précaution.

#### Caractéristiques

- Mise en marche et arrêt de l'ionisateur indépendamment de la position des portes du paravent.
- Lorsque les portes sont ouvertes et fermées, l'ionisateur s'éteint une fois le temps prédéfini écoulé. En revanche, le temps redémarre si l'ionisateur marche encore lorsque la porte est fermée.
- L'ionisateur peut être réglé dans le setup de telle manière qu'il reste en marche seulement pour une durée déterminée après un démarrage.
- Lorsque l'ionisateur est en marche, le symbole clignotant  s'affiche (clignote de l'extérieur vers l'intérieur et inversement).

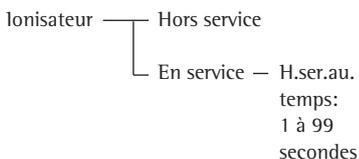
#### Réglages des paramètres en usine

Ionisateur : **En service** ;

H.ser.au. temps :

après 10 sec.

#### Configurer l'ionisateur



#### Touche de fonction

 Touche de l'ionisateur

### Code d'accès

L'accès au réglage des paramètres dans le menu et l'entrée d'identifications ID ainsi que du poids d'ajustage exact peut être protégé par un mot de passe (code). Vous trouverez une description détaillée au chapitre «Réglages», paragraphe «Réglages des paramètres de l'appareil».

### ID opérateur

L'opérateur peut entrer une identification personnelle (20 caractères maximum).

### Horloge

Les procès-verbaux ISO/BPL/BPF en particulier doivent obligatoirement contenir la date et l'heure de la mesure. Les autres types de procès-verbaux se sont pas obligés d'indiquer la date et l'heure.

Vous trouverez une description détaillée ainsi qu'un exemple au chapitre «Réglages», paragraphe «Réglages des paramètres de l'appareil».

### Interfaces

#### Fonction

Le réglage des paramètres des interfaces suivantes est indiqué ci-dessous :

- interface de communication,
- interface d'imprimante,
- fonction commande universelle à distance,
- fonction port de contrôle.

#### Interface de communication

L'interface de communication peut être réglée pour les utilisations suivantes :

- SBI
- XBP I

#### Interface d'imprimante

L'interface d'imprimante peut être réglée pour les imprimantes suivantes :

- YDP01IS
- YDP02
- YDP03
- YDP01IS-Label
- YDP02IS
- YDP02IS-Label
- Universel
- YDP04IS
- YDP04IS-Label

#### Commande universelle à distance

Une commande universelle à distance (pédale de commande ou lecteur de codes-barres/clavier) peut être raccordée à l'une des deux interfaces de données au choix. Il est possible de déclencher l'une des fonctions suivantes en actionnant cette commande :

- Touche impression
- Touche de tare
- Touche Cal
- Touche de fonction F1
- Touche CF
- Touche de fonction F2
- Lecteur codes-barres/clavier suppl (câble de raccordement spécial nécessaire)
- Touche ionisateur
- Touche droite du paravent
- Touche gauche du paravent

## Fonction du port de contrôle

Un afficheur de contrôle et une commande universelle à distance peuvent être raccordés à la balance par l'intermédiaire du connecteur femelle de l'interface (réglage d'usine).

Pour cela, il faut configurer l'interface comme **entrée** ou comme **sortie**.

Affectation des broches du connecteur femelle de l'interface

Broche	Fonction «entrée»
15	Touche  voir commande universelle
16	Touche gauche ↓↑
17	Touche softkey 6 (Cal)
18	Touche softkey 1 (F1)
19	Touche 

Broche	Fonction «sortie»
15	«Commande universelle à distance» (voir ci-dessus)
16	Ligne de commandes 1 : inférieur
17	Ligne de commandes 2 : égal
18	Ligne de commandes 3 : supérieur
19	Ligne de commandes 4 : «set»

Pour de plus amples informations sur l'affectation des broches de connecteurs, voir le chapitre «Schémas et données techniques de l'appareil», paragraphe «Affectation des broches de connecteurs».

## Afficheur

L'afficheur peut être réglé de manière individuelle.

Le contraste peut être réglé sur 5 niveaux.

### Contraste

L'écriture et les symboles peuvent apparaître en noir sur fond blanc ou inversement. **Fond**



Le bargraphe et la ligne de messages peuvent être supprimés ensemble à l'affichage ou de manière individuelle.

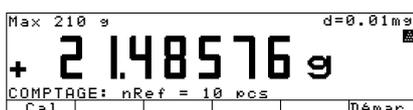
### Taille valeur de pesée



### 10mm + bargraphe + texte



### 13mm + bargraphe



### 13mm + affich. texte



### 13mm

Les pictogrammes d'application peuvent être supprimés à l'affichage.

### Symboles application

## Clavier

Différentes fonctions peuvent être affectées à la touche  pour effacer des entrées et des applications.

En ce qui concerne les applications, soit les valeurs mémorisées de toutes les applications sont effacées, soit seules les valeurs mémorisées de l'application activée sont effacées de manière sélective.

### Fonction CF dans applic.

En ce qui concerne les entrées, toute l'entrée ou uniquement le dernier caractère est effacé.

### Fonction CF lors entrée

Les touches de fonction peuvent être condamnées : soit toutes les touches (sauf les touches , , Paravent gauche/droite et Ionisateur) ou bien uniquement les touches alphanumériques.

### Condamn. des fonctions des touches

## Fonctions diverses

### Signal acoustique

Un signal acoustique retentit si une touche a été actionnée. S'il est permis dans le mode de fonctionnement actuel d'appuyer sur cette touche, un seul bip sonore retentit ; si en revanche il n'est pas permis d'appuyer sur la touche, un double bip sonore retentit (la touche ne déclenche alors aucune fonction). Dans le setup, il est possible de régler si

- le signal acoustique doit retentir (**En service**),
- le signal acoustique ne doit pas retentir (**Hors service**).

### Mode de mise sous tension de la balance

La balance peut être réglée de telle manière qu'après le branchement à l'alimentation du secteur

- elle soit en mode arrêt (**Hors service/En service/Veille** ou **Hors service/En service**),
- elle soit automatiquement mise sous tension (**En service automatique**).

En outre, la balance peut être réglée de telle sorte que lorsqu'on l'éteint (après que la balance a fonctionné) elle passe en mode veille (**Hors service/En service/Veille**).

Après la mise sous tension, un test de fonctionnement est effectué (ligne de messages : **TEST** ; bargraphe : augmenté).

# Calibrage, ajustage, linéarisation

## Fonction

Calibrer signifie calculer l'écart entre la valeur de mesure affichée et la véritable valeur de masse. Lors du processus de calibrage, aucune modification n'est effectuée à l'intérieur de la balance.

Ajuster signifie supprimer la différence entre la valeur de mesure affichée et la véritable valeur de masse ou réduire celle-ci de telle manière qu'elle se trouve à l'intérieur des limites d'erreurs autorisées.

Linéariser signifie supprimer la différence de la courbe de calibrage caractéristique idéale entre la valeur de mesure affichée et la véritable valeur de masse et la réduire aux limites d'erreur autorisées. La courbe de calibrage caractéristique représente une droite entre la charge zéro et la charge maximale.

## Caractéristiques

L'opérateur a la possibilité de régler au préalable si le mode de calibrage

- doit être réglé de façon permanente (externe/interne) ou bien
- s'il peut le sélectionner après avoir appuyé sur la touche de fonction à commandes variables (softkey) **Cal** dans le **Mode de sélection**.

Le calibrage peut être effectué de manière externe (Fonctions de la balance : Calibrage/Ajustage : Fonction touche CAL ; option du menu **Cal./Ajust. ext. ; poids standard** ou **Cal./Ajust. ext. ; poids sélect.**) ou interne **Cal./Ajust. interne**.

- L'ajustage peut être
- effectué automatiquement après le calibrage **Calibrage avec ajustage autom.** ou bien
  - déclenché manuellement, en option, après le calibrage **Calibrage avec ajustage manuel**.

La linéarisation est effectuée lorsque le réglage **Linéarisation interne** a été sélectionné dans le setup ou si l'opérateur a effectué le réglage avec **Mode de sélection**.

La balance peut indiquer automatiquement à l'affichage lorsqu'il est nécessaire d'effectuer un ajustage, par exemple lorsqu'elle détecte un écart de la température ambiante par rapport au dernier calibrage/ajustage ou bien lorsqu'un intervalle de temps a été dépassé.

Le calibrage/ajustage peut démarrer automatiquement (grâce à la fonction isoCAL) lorsque les valeurs de temps ou de température ont été dépassées **En service avec effac. applic.** et **En service sans effac. applic** (sur ce sujet voir également page 63).

Il est possible d'éditer les résultats de calibrage et d'ajustage sur un procès-verbal conforme à ISO/BPL, voir page 139.

## Réglage des paramètres en usine

Mode de calibrage et d'ajustage :  
**Mode de sélection**

Séquence de calibrage et d'ajustage :  
**Calibrage avec ajustage autom.**

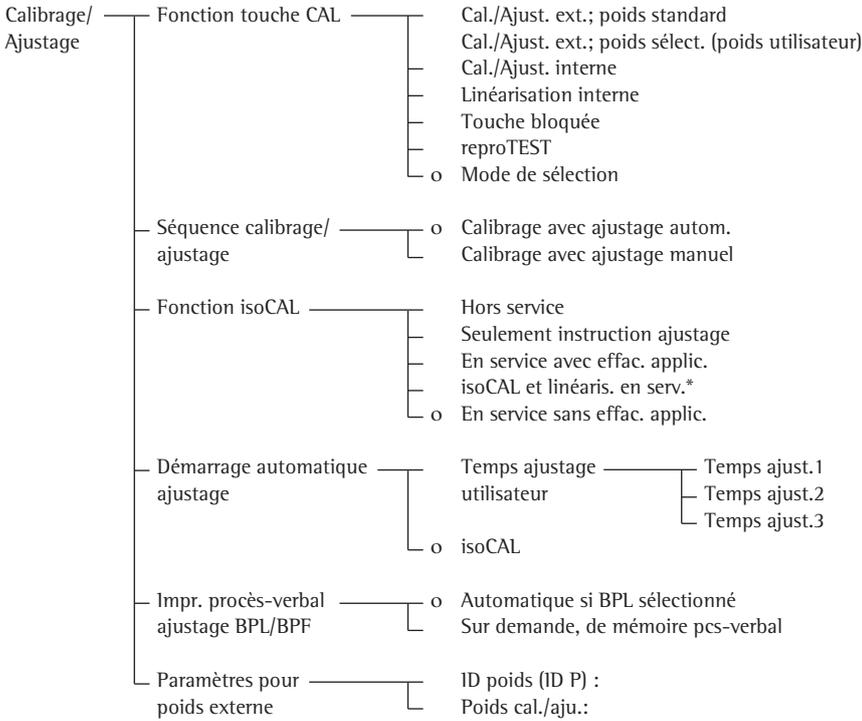
Fonction isoCAL :  
**En service sans effac. applic.**

Démarrage ajustage automatique :  
**isoCAL**

Impression procès-verbal d'ajustage  
**BPL/BPF : Automatique si BPL sélectionné**

### Opérations préliminaires

- Régler les fonctions de la balance pour «Calibrage/ajustage» : appuyer sur la touche .
- Sélectionner **Fonctions de la balance** : appuyer sur la softkey .
- Sélectionner **Calibrage/Ajustage** : appuyer sur la softkey .



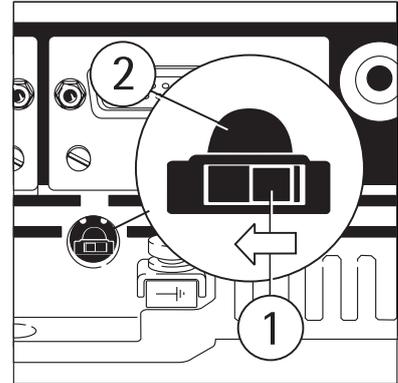
o = réglage d'usine

\* avec effacement de l'application

- Mémoriser les réglages et quitter le setup : appuyer sur la softkey  .

### Utilisation de la balance en usage réglementé

- Retirer le cache de protection sur la face arrière du boîtier.
- Pousser le commutateur 1 dans le sens de la flèche.



- > Position du commutateur à droite : usage réglementé.
- Position du commutateur à gauche : usage non réglementé.

- > Remarque : Ne pas changer la position du commutateur 2.

## Opérations préliminaires

Exemple :

Réglage des paramètres pour le calibrage et l'ajustage, par exemple calibrage avec ajustage manuel et fonction isoCAL hors service.

Etape

Appuyer sur la touche (ou opération)

Affichage/Sortie des données

1. Mettre la balance en service, si nécessaire



Logo Sartorius

Max 210 g	d=0.01mg
0%	100%
<b>0.00000 g</b>	
Cal	

2. Sélectionner les réglages



SETUP	
Fonctions de la balance	
Paramètres de l'appareil	
Paramètres application	
Edition	
Info	
<<	>

3. Sélectionner Fonctions de la balance

Softkey  $\rightarrow$

SETUP	FONCT. BAL.
Calibrage/Ajustage	
Adaptation filtre	
Filtre application	
Etendue de stabilité	
Tarage	
<<	>

4. Sélectionner Calibrage/Ajustage

Softkey  $\rightarrow$

SETUP	FONCT. BAL. CAL./AJUST.
Fonction touche CAL/isoTST	
Séquence calibrage/ajustage	
Fonction isoCAL	
Démarrage automatique ajustage	
Impr. procès-verbal ajustage BPL/BPF	
<<	>

5. Sélectionner la fonction touche CAL

Softkey  $\rightarrow$

FONCT. BAL. CAL./AJUST. TOUCHE CAL	
Cal./Ajust. interne	
Linéarisation interne	
Touche bloquée	
reproTEST	
Mode de sélection	
<<	>

o = dernier réglage sélectionné

6. Sélectionner votre fonction et confirmer (par ex., Cal./Ajust. interne)

Appuyer plusieurs fois si nécessaire sur la softkey  $\wedge$ , puis sur la softkey  $\downarrow$

FONCT. BAL. CAL./AJUST. TOUCHE CAL	
Cal./Ajust. ext.: poids standard	
Cal./Ajust. ext.: poids sélect.	
oCal./Ajust. interne	
Linéarisation interne	
Touche bloquée	
<<	>

7. Quitter la fonction touche CAL

Softkey  $\leftarrow$

SETUP	FONCT. BAL. CAL./AJUST.
Fonction touche CAL/isoTST	
Séquence calibrage/ajustage	
Fonction isoCAL	
Démarrage automatique ajustage	
Impr. procès-verbal ajustage BPL/BPF	
<<	>

8. Sélectionner la séquence calibrage/ajustage

Softkey  $\vee$

SETUP	FONCT. BAL. CAL./AJUST.
Fonction touche CAL/isoTST	
oSéquence calibrage/ajustage	
Fonction isoCAL	
Démarrage automatique ajustage	
Impr. procès-verbal ajustage BPL/BPF	
<<	>



### Sélection du processus de calibrage et d'ajustage

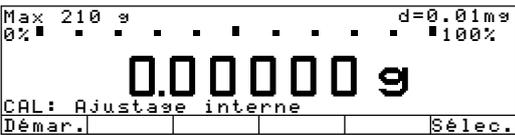
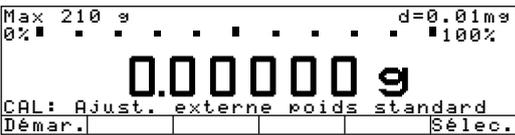
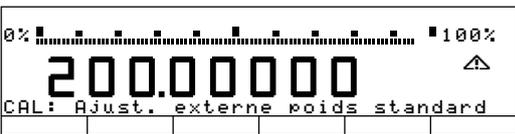
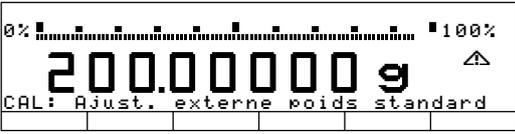
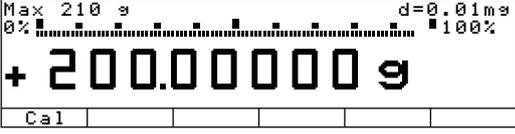
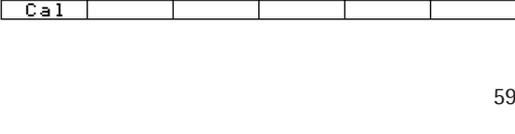
L'option **Mode de sélection** doit être réglée dans le setup (Fonctions de la balance : Calibrage/Ajustage : Fonction touche CAL) (réglage d'usine). Après avoir appuyé sur la touche de fonction à commandes variables **Cal**, il vous est possible de sélectionner un des processus de calibrage suivants grâce à la touche de fonction à commandes variables **Sélec.** :

- calibrage/ajustage interne  
**Cal./Ajust. interne**
- linéarisation interne  
**Linéarisation interne**

- test de reproductibilité  
**reproTEST**
  - calibrage/ajustage externe avec une valeur de poids prédéfinie  
**Cal./Ajust. ext. ; poids standard**
  - calibrage/ajustage externe avec une valeur de poids entrée par l'opérateur  
**Cal./Ajust. ext. ; poids sélect.**
- Pour démarrer le processus souhaité : appuyer sur la softkey **Démar.**

Dans le mode de sélection : calibrer la balance de manière externe et ajuster automatiquement avec un poids standard.

Réglages :  
comme réglages d'usine

Etape	Appuyer sur la touche (ou opération)	Affichage/Sortie des données
1. Sélectionner le mode calibrage	Softkey <b>Cal</b>	
2. Sélectionner calibrage/ajustage externe avec poids standard	Appuyer 3 fois sur la softkey <b>Sélec.</b>	
3. Démarrer le calibrage/ajustage externe	Softkey <b>Démar.</b>	
4. Charger la balance avec le poids d'ajustage standard (par ex., 200,00000 g) Signe - : poids trop petit Signe + : poids trop grand Pas de signe : poids OK	Poser le poids standard	
Après le calibrage, l'affichage ci-contre apparaît pendant environ 10 secondes : (sur les balances approuvées pour l'utilisation en usage réglementé apparaît l'écart entre la valeur de mesure affichée et la valeur de masse conventionnelle)		
Après l'ajustage, l'affichage ci-contre apparaît :		
5. Décharger la balance (procès-verbal ISO/BPL : voir page 139)		

### Calibrage/ajustage interne

Dans le setup (Fonctions de la balance : Calibrage/Ajustage : Fonction touche CAL), l'option **Cal. /Ajust. interne** doit être réglée ou bien la sélection doit être effectuée par l'intermédiaire du **Mode de sélection** (réglage d'usine).

A l'intérieur du boîtier de la balance se trouvent des poids de calibrage/ajustage qui peuvent être posés mécaniquement à l'aide d'un moteur au niveau interne.

Le processus de calibrage et d'ajustage s'effectue de la manière suivante :

- Décharger la balance.
- Sélectionner le mode de calibrage : appuyer sur la softkey **Cal**, puis sur la softkey **Démar.**.
- > Le poids de calibrage interne est déposé automatiquement.
- > La balance est calibrée.
- > Lorsque le mode **Calibrage avec ajustage autom.** (réglage d'usine) a été sélectionné dans le setup, la balance est ensuite ajustée automatiquement.
- > Lorsque le mode **Calibrage avec ajustage manuel** a été sélectionné dans le setup, il est possible de terminer ici le mode «Calibrage/ajustage interne» sans ajuster la balance (voir également «Séquence de calibrage et d'ajustage», page suivante).
- > Puis, la balance est déchargée du poids de calibrage interne.
- > Procès-verbal ISO/BPL, voir page 139.

### Linéarisation interne

Dans le setup (Fonctions de la balance : Calibrage/Ajustage : Fonction touche CAL), il faut régler soit **Linéarisation interne** soit la sélection par le **Mode de sélection** (réglage d'usine).

A l'intérieur du boîtier de la balance se trouvent des poids de calibrage/ajustage qui peuvent être posés mécaniquement à l'aide d'un moteur au niveau interne.

Le processus de linéarisation se déroule de la manière suivante :

- Décharger la balance.
- Sélectionner le mode de linéarisation : appuyer sur la softkey **Cal**, puis sur la softkey **Sélec.** et enfin sur la softkey **Démar.**.
- > Les poids sont déposés les uns après les autres de manière motorisée.
- > La balance est linéarisée.
- > La balance est déchargée des poids de linéarisation.
- > La balance effectue un ajustage automatique après le processus de linéarisation interne.
- > Procès-verbal ISO/BPL, voir page 139.

### Séquence de calibrage et d'ajustage

Dans le setup, il est possible de régler les options suivantes :

- le calibrage et l'ajustage doivent toujours se dérouler automatiquement en un seul processus.

**Calibrage avec ajustage autom.** (réglage d'usine) ou

- possibilité de choisir, après le calibrage, de terminer le processus ou bien de démarrer l'ajustage **Calibrage avec ajustage manuel**.

Si, au cours du processus de calibrage, aucun écart représentatif n'est constaté ou bien un écart se trouvant dans les limites de précision de mesure autorisées est constaté, alors il n'est pas nécessaire d'ajuster la balance. Dans ce cas, on peut terminer le processus de calibrage/ajustage à la fin du calibrage. Deux touches de fonction à commandes variables (softkeys) sont alors actives :

- **Démarr.** pour le démarrage du processus d'ajustage,
- **Fin** pour terminer le processus.

### Calibrage/ajustage externe avec une valeur de poids entrée par l'opérateur

Dans le setup (Fonctions de la balance : Calibrage/Ajustage : Fonction touche CAL), l'option **Cal./Ajust. ext. ; poids select.** doit être réglée ou bien la sélection par l'intermédiaire du **Mode de sélection** a été effectuée (réglage d'usine).

Il est possible d'utiliser un poids personnel pour l'ajustage. L'ajustage externe ne doit être effectué qu'avec des poids conformes à la norme nationale et dont les limites d'erreurs sont comprises dans au moins un tiers de la tolérance nécessaire à la précision d'affichage.

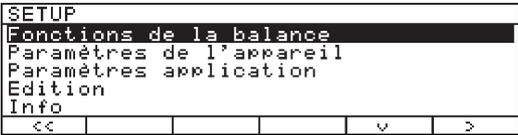
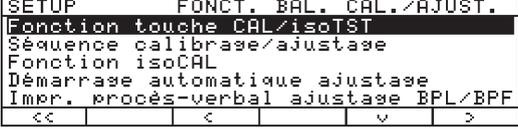
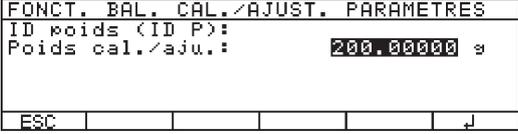
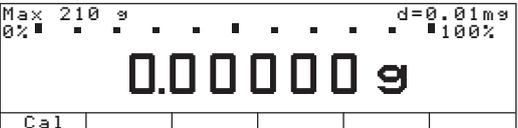
Séquence calibrage/ajustage externe : voir colonne de gauche. Sélectionner tout d'abord avec Sélection le mode «Ajustage externe ; poids sélectionnable» (poids utilisateur).

Une valeur de poids est déjà pré-réglée en usine (voir «Caractéristiques techniques»).

Remettre la valeur de poids entrée sur le réglage effectué en usine :

- entrer la valeur de poids manuellement : voir «Caractéristiques techniques».

Entrer le poids d'ajustage.

Etape	Appuyer sur la touche (ou opération)	Affichage/Sortie des données
1. Sélectionner le setup		
2. Sélectionner les fonctions de la balance	Softkey $\rightarrow$	
3. Sélectionner Calibrage/Ajustage	Softkey $\rightarrow$	
4. Sélectionner les paramètres pour le poids externe	Appuyer 5 fois sur la softkey $\downarrow$ , puis sur la softkey $\rightarrow$	
5. Sélectionner la ligne Poids cal./aju.	Softkey $\downarrow$	 <p>100.00000 = dernier réglage sélectionné</p>
6. Entrer le poids d'ajustage (par ex., 200,00000 g) et mémoriser		
7. Mémoriser le poids d'ajustage	Softkey $\downarrow$	
8. Quitter le setup	Softkey $\leftarrow \leftarrow$	

### **isoCAL : calibrage, ajustage et linéarisation automatiques**

Dans le setup (Fonctions de la balance : Calibrage/Ajustage : Fonction isoCAL), il faut régler l'option

**En service avec effac. applic. ou,**

**isoCAL et linéaris. en serv. ou**

**En service sans effac. applic.** (réglage d'usine)

Le mot «isoCAL» clignote automatiquement à l'affichage lorsque la balance décèle un écart de la température ambiante par rapport au dernier calibrage/ajustage ou bien lorsqu'un intervalle de temps prédéfini a été dépassé. La balance veut alors procéder à un ajustage automatique.

Le processus de calibrage et d'ajustage interne automatique est annoncé lorsque les conditions suivantes sont remplies :

- le changement de température est supérieur à 1,5° ou l'intervalle de temps est supérieur à 4 heures,
- la balance ne se trouve pas en mode setup,
- aucune entrée de chiffres ou de lettres n'est effectuée,
- aucun changement de charge n'a eu lieu pendant les 2 dernières minutes,
- la balance n'a pas été utilisée pendant les 2 dernières minutes,
- la valeur de poids déposée doit représenter au maximum 2% de la charge maximale,
- la balance est mise en marche après avoir été débranchée du secteur, sur les balances approuvées pour l'utilisation en usage réglementé.

Lorsque ces conditions ont été remplies, **C** apparaît sur la ligne de la valeur de mesure.

Si aucune commande et aucun changement de charge n'ont lieu pendant les 15 secondes qui suivent, alors le processus de calibrage et d'ajustage interne se déclenche automatiquement.

### **Calibrer et ajuster automatiquement à des heures d'ajustage précises\***

Pour l'ajustage vous pouvez entrer jusqu'à 3 horaires d'ajustage fixes par jour dans le setup (voir diagramme du menu, page 56).

L'inscription clignotante «isoCAL» apparaît automatiquement à l'affichage lorsque la balance doit être ajustée.

L'ajustage à une heure fixe n'est pas répété si, au moment de l'ajustage, la balance

- est éteinte (veille) ou
- était dans le mode setup.

L'ajustage à un moment fixe n'est pas répété si la balance était constamment en service au moment où l'ajustage devait avoir lieu.

Le processus de calibrage et d'ajustage automatique interne à des moments fixes est annoncé lorsque les conditions suivantes sont remplies :

- une heure d'ajustage fixe est atteinte ;
- la balance ne se trouve pas dans le mode setup ;
- aucune entrée de chiffres ou de lettres n'est effectuée (par ex. également entrée d'équations) ;
- aucun changement de charge n'a eu lieu pendant les 2 dernières minutes ;
- la balance n'a pas été utilisée pendant les 2 dernières minutes ;
- la valeur de poids déposée ne doit représenter que 2% au maximum de la charge maximale.

\* = pas sur les balances approuvées pour l'utilisation en usage réglementé.

Dans le setup, il est possible de régler une option permettant, après le calibrage et l'ajustage, que

- le programme d'application soit redémarré  
**En service avec effac. applic.**
- isoCAL et linéarisation soit activés et que le programme d'application soit redémarré  
**isoCAL et linéaris. en serv.**
- le programme d'application revienne dans le mode précédent  
**En service sans effac. applic.**

Vous pouvez régler également le setup de telle manière que la balance indique automatiquement seulement la nécessité d'ajuster, sans procéder au calibrage et à l'ajustage automatique.  
**Seulement instruction ajustage**

### Impression calibrage/ajustage

Procès-verbal en bloc

Le résultat d'un processus de calibrage/ajustage peut être imprimé. Il est possible d'effectuer un réglage afin que cela ait lieu aussitôt après chaque processus de calibrage/ajustage ou bien que les résultats soient rassemblés (jusqu'à 50 processus) et imprimés sur demande dans un procès-verbal en bloc.

Procès-verbal en bloc des résultats de calibrage/ajustage

Jusqu'à 50 procès-verbaux de processus de calibrage/ajustage sont rassemblés et imprimés sur demande si les réglages suivants ont été effectués dans le setup (Setup : Fonctions de la balance : Calibrage/Ajustage) :

- Impression procès-verbal d'ajustage BPL/BPF

**Sur demande, de mémoire pos-verbal**  
Avec un contenu de mémoire de 50 procès-verbaux :

- d'autres procès-verbaux sont tout de suite imprimés.

Lorsqu'il existe au moins un procès-verbal, ces touches à commandes variables (softkeys) apparaissent après avoir appuyé sur la softkey **Cal** :

**Info** affiche le nombre de procès-verbaux rassemblés sur la ligne de messages

**PrtPro** Imprimer les procès-verbaux rassemblés

**EffPro** Effacer les procès-verbaux rassemblés de la mémoire une fois l'impression achevée. Si un code d'accès est mémorisé dans le Setup : Paramètres de l'appareil, il faut d'abord l'entrer ou bien entrer le mot de passe (code) général de l'utilisateur avant de pouvoir effacer les procès-verbaux.

Lors de l'ajustage interne, le démarrage du processus de calibrage/ajustage est également imprimé sur la ligne :

**Démar.**

```
-----  
13.05.2000      09:17  
          SARTORIUS  
MOD.          ME215S  
NO.SER.      60419914  
NO.VERS.     01-41-01  
ID
```

```
-----  
24.04.2000      12:03  
DEMAR:        MANUEL  
DIFF. + 0.00001 g  
CALIBRAGE EXTERNE  
          TERMINE
```

```
25.04.2000      12:10  
DEMAR:        isoCAL/TEMP  
DIFF. + 0.00001 g  
AJUSTAGE INTERNE  
          TERMINE  
DIFF. + 0.00000 g
```

```
25.04.2000      18:30  
DEMAR:        TEMPS  
DIFF. + 0.00001 g  
AJUSTAGE INTERNE  
          TERMINE  
DIFF. + 0.00000 g
```

```
26.04.2000      9:37  
DEMAR:        MANUEL  
DIFF. + 0.00001 g  
AJUSTAGE INTERNE  
          TERMINE  
DIFF. + 0.00000 g
```

```
27.04.2000      11:53  
DEMAR:        CAL. EXT  
ID P  
CONS. +200.00000 g  
DIFF. + 0.00001 g  
AJUSTAGE EXTERNE  
          TERMINE  
DIFF. + 0.00000 g
```

```
-----  
13.05.2000      09:17  
NOM:
```

En-tête BPL

Liste des processus de calibrage/ajustage :  
Exemple 1 :  
Calibrage externe

Exemple 2 :  
isoCAL à cause de la différence  
de température

Exemple 3 :  
isoCAL à un moment d'ajustage présélectionné

Exemple 4 :  
Calibrage/ajustage interne  
déclenché manuellement

Exemple 5 :  
Calibrage/ajustage externe

Bas de page BPL

# Test de reproductibilité (reproTEST)

## Définition

La reproductibilité est la capacité d'une balance à afficher des résultats identiques lorsqu'une même masse est pesée plusieurs fois dans les mêmes conditions ambiantes. L'écart-type sert alors de valeur quantitative pour un nombre prédéfini de mesures.

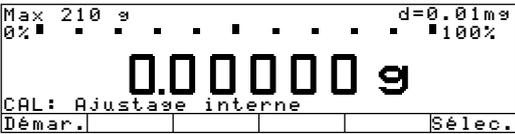
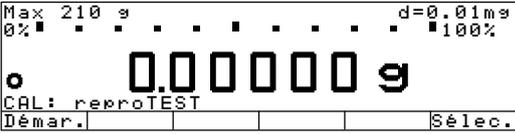
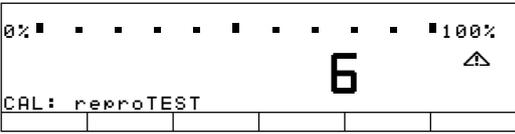
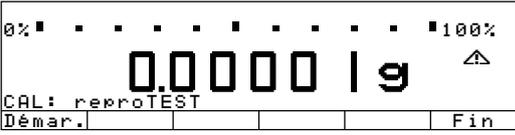
## Fonction

La fonction «reproTEST» permet de déterminer automatiquement la reproductibilité (six mesures individuelles). De cette manière, la balance détermine un des paramètres les plus importants. L'affichage est effectué avec la précision de la balance.

## Opérations préliminaires

- Mettre en marche la balance : appuyer sur la touche .
- > Le logo Sartorius apparaît.
- Régler la fonction reproTEST dans le setup : appuyer sur la touche .
- Sélectionner Fonctions de la balance :  
Calibrage/Ajustage : Fonction touche CAL : utiliser les softkeys  $\rightarrow$   $\nabla$ .
- Régler soit **reproTEST** soit le **Mode de sélection** (réglage d'usine) : voir chapitre «Réglages».
- Quitter le setup : appuyer sur la softkey  $\leftarrow \leftarrow$ .

Contrôler la reproductibilité de la balance.

Etape	Appuyer sur la touche (ou opération)	Affichage/Sortie des données
1. Lorsque le paramètre <b>reproTEST</b> est réglé, reportez-vous directement au point 4. Lorsque le paramètre <b>Mode de sélection</b> est réglé	Softkey <b>Cal</b>  Softkey <b>Cal</b>	
2. Sélectionner le test de reproductibilité	Softkey <b>Sélec.</b>	
3. Démarrer le test de reproductibilité	Softkey <b>Démar.</b>	
4. Le numéro de la mesure actuelle apparaît, par ex. 6 mesures sont effectuées.  L'écart-type apparaît.		  
5. Terminer le reproTEST ou recommencer	Softkey <b>Fin</b> Softkey <b>Démar.</b>	

# Programmes d'application

## Revenir aux réglages d'usine du menu

Pour chaque paramètre, il existe un réglage effectué à l'usine. Dans le setup, il est possible de régler si, après avoir confirmé avec **O u i**

- tous les réglages d'usine du setup doivent être restaurés  
(**Réglages d'usine**)

## Touches de fonction à commandes variables (softkeys)

**D é m a r .** Démarrage de l'application

**P e s é e** Commutation vers la fonction Pesée simple

## Démarrage automatique de l'application lors de la mise en marche

Dans le setup, il est possible de régler que l'application active avant l'arrêt de la balance démarre automatiquement après la mise en marche (Setup : Paramètres application : Appl. démar. aut. lors mise marche : En service).

Remarque concernant les balances approuvées pour l'utilisation en usage réglementé :

Tous les programmes d'application peuvent être utilisés dans le cadre de la métrologie légale.

Les valeurs de pesée non métriques sont caractérisées de la façon suivante :

- Pour-cent = %
- Nombre de pièces (comptage) = pcs
- Valeurs calculées = o,  $\Delta$

# Commutation d'unités U1/U2

## Fonction

Grâce à ce programme d'application, il est possible d'afficher une valeur de pesée dans deux unités différentes. La commutation a lieu par l'intermédiaire de la touche de fonction à commandes variables (softkey).

Le programme de commutation d'unités peut être utilisé en même temps qu'un programme de l'application 2 (contrôle +/-, fonctions régies par le temps), de l'application 3 (totalisation, formulation, statistiques) et des fonctions diverses.

## Caractéristiques

- Commuter l'unité de la valeur de pesée,
- Régler la précision affichée,
- sinon comme pour la fonction Pesée simple

## Réglages des paramètres en usine

### ME215/235/254/414/614 :

Unité de poids 1 : Grammes /g

### ME36S, ME5, ME2 :

Unité de poids 1 : Milligrammes /mg

Précision d'affichage 1 :

Tous digits

Unité de poids 2 :

Milligrammes /mg

Précision d'affichage 2 :

Tous digits

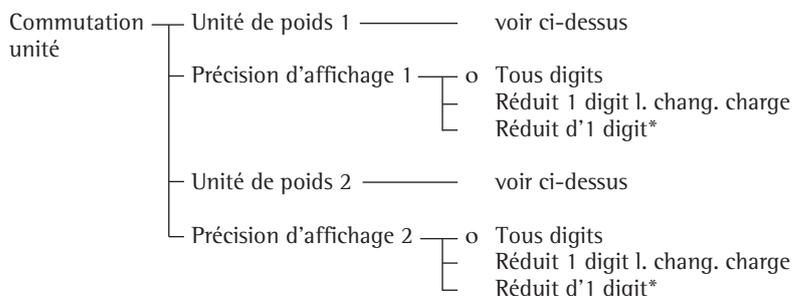
## Opérations préliminaires

Sur les balances approuvées pour l'utilisation en usage réglementé, l'unité de poids n'est exprimée qu'en grammes, en carats et en kilogrammes.

Sur les balances non approuvées, toutes les unités de poids suivantes sont disponibles :

Unité	Facteur de conversion	Affichage/ impression	Ligne métrologique
Gramme	1,0000000000	g	g
Kilogramme#	0,0010000000	kg	kg
Carat	5,0000000000	ct	ct
Livre	0,00220462260	lb	lb
Once	0,03527396200	oz	oz
Once de Troy	0,03215074700	ozt	ozt
Tael Hongkong	0,02671725000	tlh	tlh
Tael Singapour	0,02645544638	tls	tls
Tael Taïwan	0,02666666000	tlt	tlt
Grain	15,43235835000	GN	GN
Pennyweight	0,64301493100	dwt	dwt
Milligramme	1000,0000000000	mg	mg
Pièce par livre	1,12876677120	/lb	lb
Tael chinois	0,02645547175	tlc	tlc
Momme	0,26670000000	mom	M
Carat autrichien	5,00000000000	K	K
Tola	0,08573333810	tol	tol
Baht	0,06578947437	bat	bat
Mesghal	0,21700000000	MS	MS

- Régler le programme d'application «Commutation d'unités» dans le setup : appuyer sur la touche **Setup**.
- Sélectionner **Paramètres application** : appuyer 2 fois sur la softkey **↵**, puis sur la softkey **➤**.
- Sélectionner **Application 1 (applications de base)** : appuyer sur la softkey **➤**.
- Sélectionner **Commutation unité** : appuyer sur la softkey **↕** ou **↴** (plusieurs fois).
- Confirmer **Commutation unité** : appuyer sur la softkey **➤**.



o = réglage d'usine

\* = pas sur les balances approuvées pour l'utilisation en usage réglementé

# = pas sur les balances ME36S, ME5 et SE2

Voir également chapitre «Réglages» : «Paramètres d'application (vue d'ensemble)».

- Mémoriser les réglages et quitter le setup : appuyer sur la softkey **◀◀**.

### Autres fonctions

En plus des fonctions :

- entrée de chiffres et de lettres,
- tarage (pas avec l'entrée de chiffres/ de lettres),
- impression (impression NUM, entrée ID E),

il est possible d'accéder aux fonctions suivantes à partir de ce programme d'application :

Calibrage/Ajustage

- Appuyer sur la softkey **C** 1.

> Pour plus de détails, veuillez vous reporter au paragraphe «Calibrage et ajustage».

Commutation vers l'application suivante

- Appuyer sur la touche **(CF)**.

> Pour plus de détails, veuillez vous reporter au programme d'application correspondant.

Setup (réglage des paramètres)

- Appuyer sur la touche **(Setup)**.

> Pour plus de détails, veuillez vous reporter au chapitre «Réglages».

Arrêt de la balance

- Appuyer sur la touche **(OFF)**.

> La balance s'arrête.

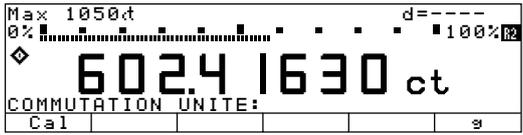
> L'affichage disparaît, puis un affichage rétroéclairé de Standby/Off apparaît.

### Exemple

Convertir l'unité de grammes [g] (unité 1) en carats [ct] (unité 2).

Réglages (écarts par rapport aux réglages d'usine) :

Setup : Paramètres application : Application 1 : Commutation unité : Unité de poids 2 : Carats/ct

Etape	Appuyer sur la touche (ou opération)	Affichage/Sortie des données
1. Commuter à partir de Unité de base (U1 : unité de poids 1)	<b>(CF)</b>	
2. Convertir l'unité de poids en carats [ct] (U2 : unité de poids 2)	Softkey <b>ct</b>	
3. Convertir l'unité de poids en grammes [g]	Softkey <b>g</b>	

## Fonction

Ce programme d'application permet de déterminer le nombre de pièces ayant pratiquement le même poids.

Le programme de comptage peut être combiné à un programme de l'application 2 (contrôle +/-, fonctions régies par le temps), de l'application 3 (totalisation, formulation, statistiques) et des fonctions diverses.

## Caractéristiques

- Dans le setup, il vous est possible d'effectuer le réglage suivant : à la mise en service de la balance, le nombre de pièces de référence «nRef» et le poids de pièce de référence «wRef» utilisés en dernier sont à nouveau disponibles (ceci correspond à l'initialisation automatique à la mise en marche de la balance ; Setup : Paramètres application : Appl. démar. aut. lors mise marche : En service).
- Entrée du nombre de pièces de référence «nRef» par l'intermédiaire du clavier.
- Entrée du poids de pièce de référence «wRef» par l'intermédiaire du clavier.
- Mémorisation de la valeur pondérale actuelle pour le nombre de pièces réglé «nRef» pour l'initialisation au démarrage du programme «Comptage».
- Réglage de la précision en intégrant le poids de pièce de référence «wRef» dans le calcul du nombre de pièces.
- Edition automatique du nombre de pièces et du poids de pièce par l'intermédiaire de l'interface de données à la fin de l'initialisation ou de l'optimisation en mode «Comptage» (Edition : Edition par application : Impress. auto. lors initialisation : Toutes les valeurs).
- Commutation entre nombre de pièces et valeur pondérale grâce à la softkey **Compt.** ou à la softkey **Pesée**.
- Commutation entre comptage et d'autres applications avec la touche  (par exemple, contrôle +/-).

## Réglage des paramètres en usine

Précision calcul poids pièce : Avec la précision affichée

Optimisation poids pièce : Automatique

## Touches de fonction à commandes variables (softkeys)

- |               |  |
|---------------|--|
| <b>nRef</b>   | Mémoriser la valeur entrée comme nombre de pièces de référence.                      |
| <b>wRef</b>   | Mémoriser la valeur entrée comme poids de pièce de référence.                        |
| <b>Opt.</b>   | Critère d'optimisation de référence rempli et optimisation de référence possible.    |
| <b>Compt.</b> | Commuter vers l'application Comptage.  |
| <b>Pesée</b>  | Commuter vers le mode de pesée simple.   |
| <b>Démar.</b> | Mémorisation de la valeur de pesée actuelle pour le nombre de pièces présélectionné. |

### Opérations préliminaires

Pour calculer le nombre de pièces, il faut connaître le poids de pièce moyen.  
Vous avez trois manières différentes de procéder :

- Le poids de pièce de référence est entré et mémorisé par l'intermédiaire du clavier.
- A la mise en marche de la balance, le nombre de pièces de référence entré en dernier est chargé et affiché. Posez alors le nombre de pièces correspondant sur la balance et l'initialisation commence.
- A la mise en marche de la balance et lorsque l'initialisation automatique (voir page précédente) est en service (Setup : Edition : Edition par application : Impress. auto. lors initialisation : Toutes les valeurs), le mode «Comptage» est appelé avec le poids de pièce de référence entré ou calculé en dernier et le nombre de pièces de référence correspondant.

### Optimisation de référence

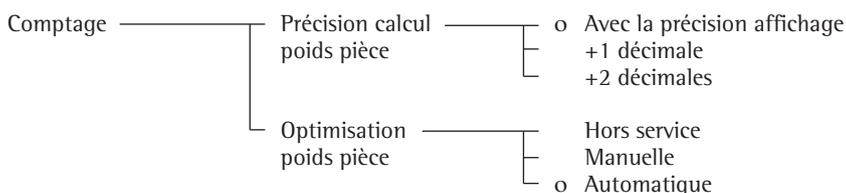
Pendant le comptage, il est possible d'effectuer une optimisation de référence (à l'affichage du nombre de pièces) lorsque l'optimisation du poids manuelle ou automatique a été réglée dans le setup. L'optimisation manuelle ne peut être effectuée que lorsque la touche de fonction à commandes variables (softkey) **Opt.** est affichée. L'optimisation de référence doit être terminée lors du fonctionnement avec l'application 3.

La softkey **Opt.** est affichée lorsque :

- la balance est stable ;
- le nombre de pièces actuel ne représente pas plus du double ou moins que le nombre de pièces initial ;
- le nombre de pièces actuel est supérieur à 100 ;
- le nombre de pièces calculé de manière interne (par ex., 17,24 pcs) diffère de moins de  $\pm 0,3$  pcs du nombre entier (ici : 17 pcs).

L'optimisation manuelle peut être renouvelée plusieurs fois avec un nombre de pièces pratiquement double.

- Effectuer l'optimisation de référence : appuyer sur la softkey **Opt.**
- Mettre la balance en marche : touche **ON**.
- > Le logo Sartorius apparaît.
- Régler le programme d'application «Comptage» dans le setup : appuyer sur la touche **Setup**.
- Sélectionner **Paramètres application** : appuyer 2 fois sur la softkey **↵**, puis sur la softkey **➤**.
- Sélectionner **Application 1 (application de base)** : appuyer sur la softkey **➤**.
- Sélectionner le mode **Comptage** : appuyer plusieurs fois si nécessaire sur la softkey **↵** ou sur la softkey **↴**.
- Confirmer le mode **Comptage** : appuyer sur la softkey **➤**.



○ = réglage d'usine

Voir aussi chapitre «Réglages» : «Menu d'application (vue d'ensemble)».

- Mémoriser le réglage et quitter le setup : appuyer sur la softkey **◀◀**.

### Autres fonctions

En plus des fonctions :

- entrée de chiffres et de lettres,
- tarage (pas avec l'entrée de chiffres/ de lettres),
- impression,

il est possible d'accéder aux fonctions suivantes à partir de ce programme d'application :

Calibrage/Ajustage

- Appuyer sur la softkey **Cal**.
- > Pour plus de détails, veuillez vous reporter au paragraphe «Calibrage et ajustage».

Commutation vers l'application suivante

- Appuyer sur la touche **↵**.
- > Pour plus de détails, veuillez vous reporter au programme d'application correspondant.

Setup (réglage des paramètres)

- Appuyer sur la touche **Setup**.
- > Pour plus de détails, veuillez vous reporter au chapitre «Réglages».

Arrêt de la balance

- Appuyer sur la touche **OFF**.
- > La balance s'arrête.
- > L'affichage disparaît, puis un affichage rétroéclairé de Standby/Off apparaît.

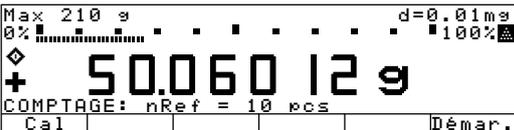
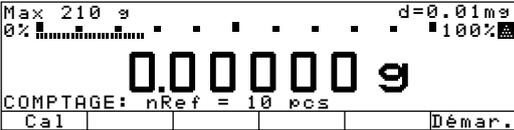
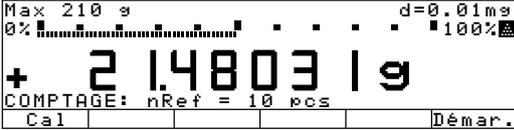
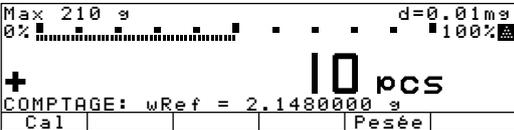
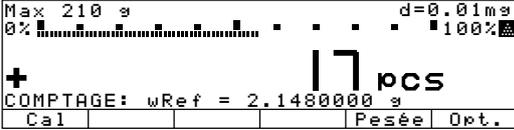
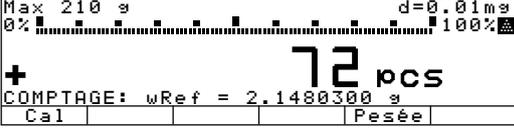
### Exemple

Mesurer un nombre de pièces inconnu en pesant le nombre de pièces de référence prédéfini.

Réglages (écarts par rapport aux réglages d'usine) :

Setup : Paramètres application : Application 1 : Comptage : Optimisation poids pièce : Manuelle

Setup : Edition par applications : Impress. auto. lors initialisation : Toutes les valeurs

Etape	Appuyer sur la touche (ou opération)	Affichage/Sortie des données
1. Si nécessaire, effacer les anciennes valeurs mémorisées	CF	
2. Prendre un récipient pour le remplissage des pièces	Poser un récipient vide sur la balance	
3. Tarer	Tare	
4. Poser le nombre de pièces prédéfini, ici nRef = 10 pcs, sur la balance	Verser le nombre de pièces prédéfini dans le récipient	
5. Calculer le poids de pièces moyen (le nombre de décimales du poids de pièces de référence dépend du modèle)	Softkey Démar.	
(le setup peut empêcher l'édition)		<pre> nRef + 10 pcs wRef +2.1480300 g           </pre>
6. Augmenter le nombre de pièces si nécessaire et effectuer l'optimisation de référence (ici par ex., 7 autres pièces)	Poser d'autres pièces Softkey Opt.	
		<pre> nRef + 17 pcs wRef +2.1480300 g           </pre>
7. Mesurer le nombre de pièces inconnu	Poser l'échantillon à mesurer dans le récipient	
8. Editer si nécessaire la valeur de mesure (ici par ex., 72 pièces)	E	<pre> Qnt + 72 pcs           </pre>

## Pesée en pourcentage ☒

### Fonction

Ce programme d'application permet de déterminer le pourcentage d'un échantillon par rapport à un poids de référence. De plus, il est possible de déterminer la différence en pourcentage entre la valeur de pesée et le poids de référence, le rapport 1 ou le rapport 2.

Le programme de pesée en pourcentage peut être combiné à un programme de l'application 2 (contrôle +/-, fonctions régies par le temps), de l'application 3 (totalisation, formulation, statistiques) et des fonctions diverses.

### Caractéristiques

- Chargement du pourcentage de référence mémorisé à long terme «pRef» à la mise en service de la balance.
- Initialisation automatique à la mise en marche de la balance avec pourcentage de référence «pRef» et poids de référence «Wxx%» mémorisés à long terme, après réglage dans le setup (Setup : Paramètres application : Appl. démar. aut. lors mise marche : En service).
- Affichage de la valeur de mesure sous la forme de :
  - Reste
  - Perte (différence)
  - Rapport 1
  - Rapport 2en fonction de la sélection effectuée dans le setup.
- Entrée du pourcentage de référence «pRef» par l'intermédiaire du clavier.
- Mémorisation de la valeur pondérale actuelle comme poids de référence «Wxx%» pour l'initialisation au démarrage de la «pesée en pourcentage».
- Entrée du poids de référence «Wxx%» par l'intermédiaire du clavier.
- Réglage de la «précision mémorisation poids» (facteur d'arrondi) en intégrant le poids de référence «W100%» dans le calcul du pourcentage.
- Réglage des décimales pour l'affichage de la valeur en pourcentage.
- Edition automatique du poids de référence «Wxx%» dans la ligne de messages et par l'intermédiaire de la sortie des données (lorsque le réglage correspondant a été effectué dans le setup) après l'initialisation en mode «Pesée en pourcentage» (Setup : Edition : Edition par application : Impress. auto. lors initialisation : Toutes les valeurs).
- Commutation entre valeur en pourcentage et valeur pondérale grâce à la touche de fonction à commandes variables (softkey) **Pesée** ou **Pro**.
- Commutation entre la pesée en pourcentage et d'autres applications par l'intermédiaire de la touche  (par ex., contrôle +/-).

### Réglages des paramètres en usine

Précision mémorisation poids : **Avec la précision affichée**  
Décimales affichage en pourcentage : **2 décimales**  
Affichage valeur calculée : **Reste**

### Touches de fonction à commandes variables (softkeys)

- pRef** Mémorisation de la valeur entrée comme pourcentage de référence.
- Wxx%** Mémorisation de la valeur entrée comme poids de référence.
- Pro** Commutation vers l'application Pesée en pourcentage.
- Nouv.** Mémorisation de la valeur suivante.
- Pesée** Commutation vers le mode de pesée simple.
- Démar.** Mémorisation de la valeur de pesée actuelle pour le nombre en pourcentage présélectionné.

### Opérations préliminaires

Pour calculer le pourcentage, le pourcentage de référence doit être connu. Vous avez trois manières différentes de procéder :

- A la mise en marche de la balance, le pourcentage de référence entré en dernier est chargé et affiché. Posez alors le poids de référence correspondant sur le plateau de pesée et l'initialisation commence.
- A la mise en marche de la balance et lorsque l'initialisation automatique (voir page précédente) est en service (Setup : Edition : Edition par application : Impress. auto. lors initialisation : Toutes les valeurs), le mode «Pesée en pourcentage» est appelé avec le pourcentage de référence entré en dernier et le poids de référence correspondant.
- Le poids de référence est entré et mémorisé par l'intermédiaire du clavier (softkey  $\text{M} \times \times \%$ ) comme poids 100 %.

- Mettre la balance en marche : touche  $\text{ON}$ .

> Le logo Sartorius apparaît.

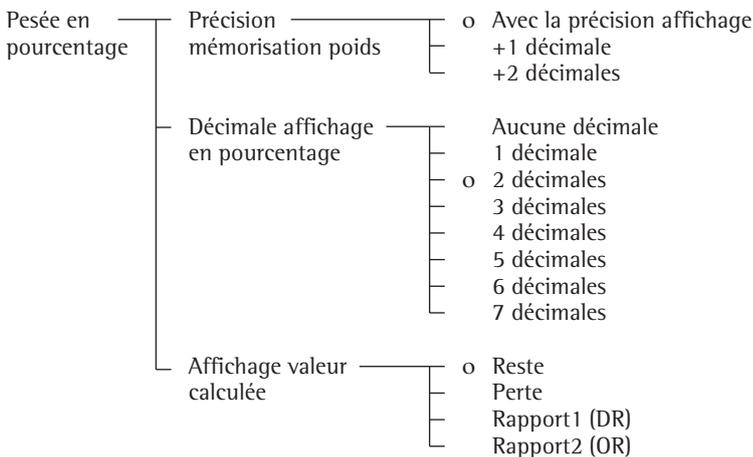
- Régler le programme d'application «Pesée en pourcentage» : appuyer sur la touche  $\text{Setup}$ .

- Sélectionner **Paramètres application** : appuyer 2 fois sur la softkey  $\text{V}$ , puis sur la softkey  $\text{>}$ .

- Sélectionner **Application 1 (applications de base)** : appuyer sur la softkey  $\text{>}$ .

- Sélectionner **Pesée en pourcentage** : appuyer plusieurs fois si nécessaire sur la softkey  $\text{^}$  ou sur la softkey  $\text{v}$ .

- Confirmer **Pesée en pourcentage** : appuyer sur la softkey  $\text{>}$ .



o = réglage d'usine

Voir aussi chapitre «Réglages» : «Menu d'application (vue d'ensemble)».

- Mémoriser le réglage et quitter le setup : appuyer sur la softkey  $\text{< <}$ .

### Equation

Le reste, la perte, le rapport 1 et le rapport 2 sont calculés selon les équations suivantes :

$$\begin{aligned} \text{Reste (PESEE EN POURCENTAGE :)} &= \text{Poids actuel} / \text{Poids } 100\% \cdot 100\% \\ \text{Perte (POURCENTAGE-DIFF :)} &= (\text{Poids actuel} - \text{Poids } 100\%) / \text{Poids } 100\% \cdot 100\% \\ \text{Rapport1 (POURCENTAGE-RAPPORT1 :)} &= (\text{Poids } 100\% - \text{Poids actuel}) / \text{Poids actuel} \cdot 100\% \\ \text{Rapport2 (POURCENTAGE-RAPPORT2 :)} &= \text{Poids } 100\% / \text{Poids actuel} \cdot 100\% \end{aligned}$$

### Autres fonctions

En plus des fonctions :

- entrée de chiffres et de lettres,
- tarage (pas avec l'entrée de chiffres/de lettres),
- impression,

il est possible d'accéder aux fonctions suivantes à partir de ce programme d'application :

#### Calibrage/Ajustage

- Appuyer sur la softkey  $\text{C a 1}$ .
- > Pour plus de détails, veuillez vous reporter au paragraphe «Calibrage et ajustage».

#### Commutation vers l'application suivante

- Appuyer sur la touche  $\text{^}$ .
- > Pour plus de détails, voir programme d'application correspondant.

#### Setup (réglage des paramètres)

- Appuyer sur la touche  $\text{Setup}$ .
- > Pour plus de détails, voir chapitre «Réglages».

#### Arrêt de la balance

- Appuyer sur la touche  $\text{ON}$ .
- > La balance s'arrête.
- > L'affichage disparaît, puis un affichage rétroéclairé de Standby/Off apparaît.

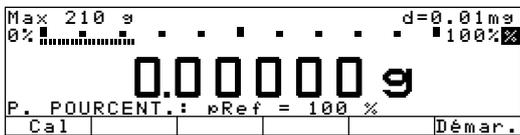
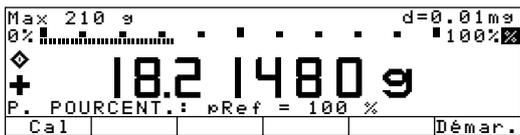
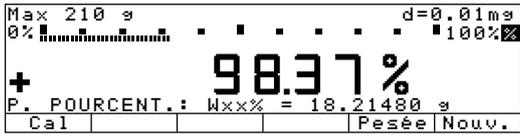
### Exemple

Mesurer la valeur en pourcentage et mémoriser un poids de référence en posant un poids sur la balance.

Réglages (écarts par rapport aux réglages d'usine) :

Setup : Paramètres application : Application 1 : Pesée en pourcentage

Setup : Edition : Edition par application : Impress. auto. lors initialisation : Toutes les valeurs

Etape	Appuyer sur la touche (ou opération)	Affichage/Sortie des données																			
1. Effacer si nécessaire les anciennes valeurs mémorisées																					
2. Prendre un récipient pour y déposer les échantillons	Poser un récipient vide sur la balance																				
3. Tarer																					
4. Poser le poids de référence sur la balance (exemple : 18,21480 g correspond à 100%)	Verser le poids de référence proportionnel dans le récipient																				
5. Initialiser la balance	Softkey <b>Démar.</b>	 <table border="1" data-bbox="938 1137 1458 1391"> <tr> <td>Cal</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>Démar.</td> </tr> <tr> <td colspan="5" style="text-align: center;"> <table border="0"> <tr> <td>pRef</td> <td>+</td> <td>100 %</td> </tr> <tr> <td>Wxx%</td> <td>+</td> <td>18.21480 g</td> </tr> </table> </td> </tr> </table>	Cal				Démar.	<table border="0"> <tr> <td>pRef</td> <td>+</td> <td>100 %</td> </tr> <tr> <td>Wxx%</td> <td>+</td> <td>18.21480 g</td> </tr> </table>					pRef	+	100 %	Wxx%	+	18.21480 g			
Cal				Démar.																	
<table border="0"> <tr> <td>pRef</td> <td>+</td> <td>100 %</td> </tr> <tr> <td>Wxx%</td> <td>+</td> <td>18.21480 g</td> </tr> </table>					pRef	+	100 %	Wxx%	+	18.21480 g											
pRef	+	100 %																			
Wxx%	+	18.21480 g																			
6. Décharger la balance	Retirer le poids de référence du récipient																				
7. Calculer la valeur en pourcentage d'un poids inconnu	Verser l'échantillon à mesurer dans le récipient																				
8. Editer si nécessaire la valeur de mesure (ici par ex., 98,37%)		 <table border="1" data-bbox="938 1823 1458 1928"> <tr> <td>Cal</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>Pesée   Nouv.</td> </tr> <tr> <td colspan="5" style="text-align: center;"> <table border="0"> <tr> <td>pRef</td> <td>+</td> <td>100 %</td> </tr> <tr> <td>Wxx%</td> <td>+</td> <td>18.21480 g</td> </tr> <tr> <td>Prc</td> <td>+</td> <td>98.37 %</td> </tr> </table> </td> </tr> </table>	Cal				Pesée   Nouv.	<table border="0"> <tr> <td>pRef</td> <td>+</td> <td>100 %</td> </tr> <tr> <td>Wxx%</td> <td>+</td> <td>18.21480 g</td> </tr> <tr> <td>Prc</td> <td>+</td> <td>98.37 %</td> </tr> </table>					pRef	+	100 %	Wxx%	+	18.21480 g	Prc	+	98.37 %
Cal				Pesée   Nouv.																	
<table border="0"> <tr> <td>pRef</td> <td>+</td> <td>100 %</td> </tr> <tr> <td>Wxx%</td> <td>+</td> <td>18.21480 g</td> </tr> <tr> <td>Prc</td> <td>+</td> <td>98.37 %</td> </tr> </table>					pRef	+	100 %	Wxx%	+	18.21480 g	Prc	+	98.37 %								
pRef	+	100 %																			
Wxx%	+	18.21480 g																			
Prc	+	98.37 %																			

# Calcul

## Fonction

Ce programme d'application permet de calculer une valeur de pesée à l'aide d'une équation algébrique. Les domaines d'utilisation sont par exemple les déterminations du grammage du papier.

Le programme de calcul peut être combiné à un programme de l'application 2 (contrôle +/-, fonctions régies par le temps), de l'application 3 (totalisation, formulation, statistiques) et des fonctions diverses.

## Caractéristiques

- Initialisation automatique à la mise en service de la balance avec une équation mémorisée, dans la mesure où une équation a déjà été entrée et où l'initialisation automatique à la mise en service a été réglée dans le setup.
- La valeur de pesée calculée est affichée avec le symbole . L'équation apparaît sur la ligne de messages.
- Lorsqu'aucune équation n'est disponible, alors seule la valeur de pesée est affichée.
- Commutation entre l'affichage de la valeur de pesée, l'entrée de l'équation et l'affichage du résultat de calcul par l'intermédiaire des softkeys (commutation entre le résultat de calcul et la valeur de pesée possible également avec la touche .
- Pour entrer l'équation, vous avez à votre disposition quatre opérateurs (+, -, \*, /) et un opérande (valeur pondérale).
- La longueur de l'équation est limitée à 28 caractères maximum.
- Effacement de l'équation ou du dernier caractère à l'aide de la touche , selon le réglage dans le setup (Setup : Paramètres de l'appareil : Clavier : Fonction CF lors entrée : Efface le dernier caractère).
- Représentation du résultat de calcul avec le nombre de décimales réglé dans le setup. Le nombre de décimales est raccourci lorsque le résultat de calcul a plus de décimales que l'afficheur ne peut en représenter. Un message d'erreur apparaît lorsque le résultat de calcul a plus de chiffres avant la virgule que l'afficheur ne peut en représenter.
- L'équation est mémorisée par sécurité contre les pannes de courant.

## Réglage des paramètres en usine

Décimales résultat de calcul :  
2 décimales

## Touches de fonction à commandes variables (softkeys)

- EQUAT.** Commutation vers le mode entrée d'équations.
- +** Entrée de l'opérateur addition dans l'équation.
- Entrée de l'opérateur soustraction dans l'équation.
- \*** Entrée de l'opérateur multiplication dans l'équation.
- /** Entrée de l'opérateur division dans l'équation.
- DÉMAR.** Démarrage du calcul.
- PESÉE** Commutation vers le mode de pesée simple.
- V. PES.** Entrée de l'opérande valeur de pesée dans l'équation.

## Impression «Calcul»

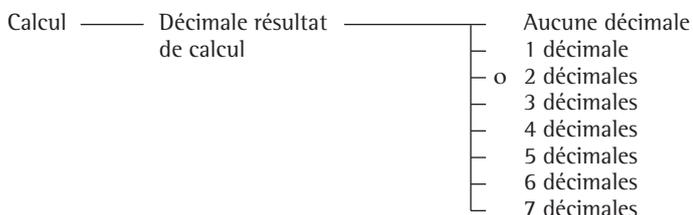
Le résultat de calcul est imprimé.

Res + 693.88 o

Res : Résultat du calcul de l'équation

### Opérations préliminaires

- Mettre la balance en marche : touche .
- > Le logo Sartorius apparaît.
- Régler le programme d'application «Calcul» dans le setup : appuyer sur la touche .
- Sélectionner **Paramètres application** : appuyer 2 fois sur la softkey , puis sur la softkey .
- Sélectionner **Application 1 (applications de base)** : appuyer sur la softkey .
- Sélectionner le programme **Calcul** : appuyer plusieurs fois si nécessaire sur la softkey  ou sur la softkey .
- Confirmer le programme **Calcul** : appuyer sur la softkey .



o = réglage d'usine

Voir aussi chapitre «Réglages» : «Menu d'application (vue d'ensemble)».

- Mémoriser le réglage et quitter le setup : appuyer sur la softkey  .

### Autres fonctions

En plus des fonctions :

- entrée de chiffres et de lettres,
- tarage (pas avec l'entrée de chiffres/de lettres),
- impression,

il est possible d'accéder aux fonctions suivantes à partir de ce programme d'application :

#### Calibrage/Ajustage

- Appuyer sur la softkey **cal**.
- > Pour plus de détails, veuillez vous reporter au paragraphe «Calibrage et ajustage».

#### Commutation vers l'application suivante

- Appuyer sur la touche .
- > Pour plus de détails, voir programme d'application correspondant.

#### Setup (réglages des paramètres)

- Appuyer sur la touche .
- > Pour plus de détails, voir chapitre «Réglages».

#### Arrêt de la balance

- Appuyer sur la touche .
- > La balance s'arrête.
- > L'affichage disparaît, puis un affichage rétroéclairé de Standby/Off apparaît.

**Exemple**

Calcul du grammage du papier : détermination du grammage d'une feuille de format A4 ayant une surface de  $0,210 \text{ m} \times 0,297 \text{ m} = 0,06237 \text{ m}^2$ . Le grammage est calculé en divisant la valeur pondérale par la surface.

Réglages (écart par rapport au réglage en usine) :  
 Setup : Paramètres application : Application 1 : Calcul

Etape	Appuyer sur la touche (ou opération)	Affichage/Sortie des données
1. Mettre la balance en marche, si nécessaire, et entrer les réglages indiqués ci-dessus		
2. Effacer si nécessaire les anciennes valeurs mémorisées		
3. Tarer		
4. Sélectionner l'entrée de l'équation de calcul	Softkey <b>Equat.</b>	
5. Entrer la valeur de pesée Entrer le symbole de division Entrer la surface de la feuille A4	Softkey <b>U. pes.</b> Softkey <b>/</b> 	
6. Afficher le résultat de calcul	Softkey <b>Démar.</b>	
7. Calculer le grammage	Poser la feuille A4	

# Détermination de masses volumiques

## Fonction

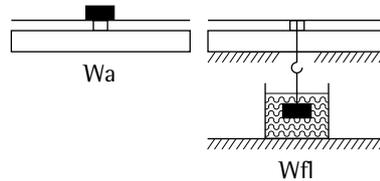
A l'aide de ce programme d'application, il est possible de déterminer la masse volumique (densité) et le volume de substances solides, pâteuses, en poudre et liquides.

Le programme de détermination de masses volumiques peut être utilisé avec un programme de l'application 2 (contrôle +/-, fonctions régies par le temps), de l'application 3 (totalisation, formulation, statistiques) et des fonctions diverses.

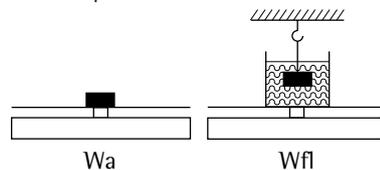
## Caractéristiques

- Détermination de la masse volumique de substances solides à l'aide de la méthode

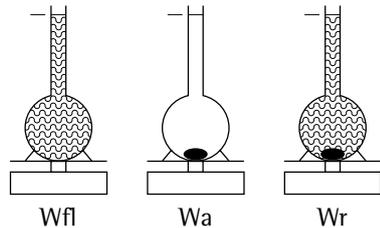
- de la poussée hydrostatique



- ou du déplacement.



- Détermination de la masse volumique de substances pâteuses et en poudre à l'aide de la méthode du pycnomètre.



- Détermination de la masse volumique de substances liquides à l'aide de la méthode de la masse volumique des liquides.

- Les liquides provoquant la poussée hydrostatique peuvent être :

- l'eau,
- l'éthanol,
- d'autres liquides (définissables par l'opérateur).

- Entrée de valeurs connues par

- l'intermédiaire du clavier numérique :
- poids de l'échantillon dans l'air ( $W_a$ ),
- poids de l'échantillon dans le liquide ou poids du liquide de référence dans la méthode du pycnomètre ( $W_{fl}$ ),
- poids de l'échantillon et du liquide de référence dans la méthode du pycnomètre ( $W_r$ ).

- Mémorisation à long terme

- des paramètres :
- température,
- correction de la poussée hydrostatique,
- densité atmosphérique,
- masse volumique du liquide de mesure,
- coefficient de dilatation,
- volume du corps immergé.

## Réglage des paramètres en usine

Méthode : **Poussée hydrostatique**

Liquide provoquant la poussée : **Eau**

Décimales pour affich. du volume/  
de la densité : **2 décimales**

Impression : **Hors service**

## Touches de fonction à commandes variables (softkeys)

**Wa** Mémorisation de la valeur de pesée dans l'air.

**Wfl** Avec liquide, poussée hydrostatique et déplacement :

- Mémorisation de la valeur de pesée dans le liquide.

Avec la méthode du pycnomètre :

- Mémorisation de la valeur de pesée du liquide de référence.

**Wr** Avec la méthode du pycnomètre : Mémorisation du poids de l'échantillon et du liquide de référence.

**Démar.** Démarrage d'une nouvelle mesure.

**Param.** Commutation vers l'entrée de paramètres (en fonction de la méthode de mesure).

**Dens.** Affichage de la masse volumique (la sélection reste la même pour la mesure suivante).

**Pesée** Affichage de la valeur de pesée (la sélection reste la même pour la mesure suivante).

**Volume** Affichage du volume (la sélection reste la même pour la mesure suivante).

## Formules de détermination de masses volumiques

### Poussée

hydrostatique :  $Rho = (Wa \cdot (Rho_{fl} - LA)) / ((Wa - Wfl) \cdot Corr) + LA$

Dans la méthode de poussée hydrostatique, le facteur 0,99983 réglé en usine est pris en compte dans le calcul pour la correction de la poussée hydrostatique à cause des fils de la corbeille d'immersion du dispositif de détermination de masses volumiques YDK01 (LP). Ce facteur résulte de la prise en compte de la

poussée hydrostatique du fil =  $2 \cdot d^2 / D^2 (Wa - Wfl)$ .

Dans le calcul, on prend en compte : le nombre de fils, le diamètre du fil de la corbeille d'immersion et le diamètre interne du récipient utilisé.

Le facteur de correction = 0,99983 résulte de :  $1 - 2 \cdot d^2 / D^2$ .

Légende :  $2$  = nombre de fils  
 $d$  = diamètre du fil (0,7 mm) avec YDK01  
 $D$  = diamètre interne du récipient (76 mm) avec YDK01

La modification de ce facteur de correction peut être effectuée en utilisant d'autres récipients ou d'autres dispositifs d'immersion en commutant la touche à commandes variables (softkey) **Par am . .**

Pour déterminer la masse volumique d'un solide selon la méthode de poussée hydrostatique, vous devez utiliser le récipient avec le diamètre de 76 mm si vous employez le dispositif de détermination de masses volumiques YDK.

Déplacement :  $Rho = (Wa \cdot (Rho_{fl} - LA)) / (Wfl \cdot Corr) + LA$

Dans la méthode de déplacement, le facteur 1,00000 réglé en usine est pris en compte dans le calcul pour la correction de la poussée hydrostatique dû au fil plongé dans le liquide.

La modification de ce facteur de correction peut être effectuée en utilisant d'autres récipients ou d'autres dispositifs d'immersion en commutant la touche à commandes variables (softkey) **Par am . .**

Dans le calcul du facteur de correction, on prend en compte : le nombre de fils, le diamètre du fil et le diamètre interne du récipient utilisé.

Ce facteur résulte de :  $Corr = 1 - x \cdot d^2 / D^2$

Légende :  $x$  = nombre de fils  
 $d$  = diamètre du fil  
 $D$  = diamètre interne du récipient

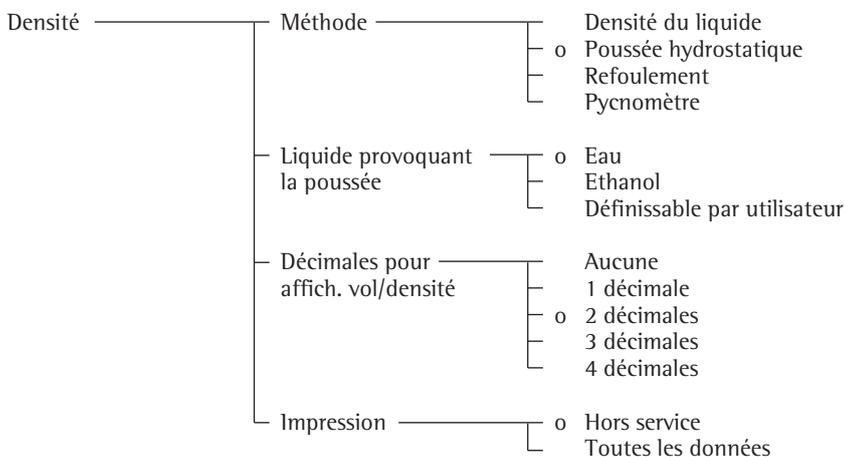
Légende :  $Rho_{fl}$  = Masse volumique du liquide provoquant la poussée hydrostatique  
 $Wa$  = Poids de l'échantillon dans l'air  
 $Wfl$  = Poids de l'échantillon dans le liquide /  
Poussée hydrostatique de l'échantillon  
 $Corr$  = Correction de la poussée hydrostatique due au fil immergé  
- avec la méthode de la poussée hydrostatique = 0,99983  
- avec la méthode du déplacement = 1  
 $LA$  = Correction de la poussée aérostatique = 0,0012 g/ccm

Pycnomètre :  $Rho = (Wa \cdot (Rho_{fl} - LA)) / (Wfl + Wa - Wr) + LA$

Légende :  $Rho_{fl}$  = Masse volumique du liquide de référence  
 $Wa$  = Poids de l'échantillon  
 $Wfl$  = Poids du liquide de référence  
 $Wr$  = Poids de l'échantillon et du liquide de référence  
 $LA$  = Correction de la poussée aérostatique = 0,0012 g/ccm

### Opérations préliminaires

- Mettre la balance sous tension : touche .
- > Le logo Sartorius apparaît, un test automatique est effectué.
- Régler le programme d'application «Densité» dans le setup : appuyer sur la touche .
- Sélectionner **Paramètres application** : appuyer 2 fois sur la softkey , puis sur la softkey .
- Sélectionner **Application 1 (applications de base)** : appuyer sur la softkey .
- Sélectionner **Densité** : appuyer plusieurs fois, si nécessaire, sur la softkey  ou sur la softkey .
- Confirmer **Densité** : appuyer sur la softkey .



voir également le chapitre «Réglages» : «Menu d'application (vue d'ensemble)».

- Mémoriser les réglages et quitter le setup : appuyer sur la softkey .

### Autres fonctions

- En plus des fonctions :
- entrée de chiffres/de lettres,
  - tarage (pas lors de l'entrée de chiffres/de lettres),
  - impression,

il est possible d'accéder aux fonctions suivantes à partir de ce programme d'application :

#### Calibrage/Ajustage

- Appuyer sur la touche à commandes variables (softkey) .
- > Pour plus de détails, voir au paragraphe «Calibrage, ajustage».

#### Commutation vers une autre application

- Appuyer sur la touche .
- > Pour plus de détails, se reporter au programme d'application correspondant.

#### Setup (réglage des paramètres)

- Appuyer sur la touche .
- > Pour plus de détails, voir le chapitre «Réglages».

#### Arrêt de la balance

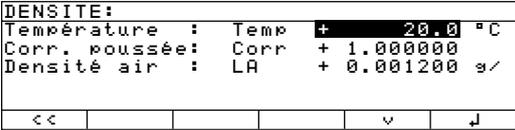
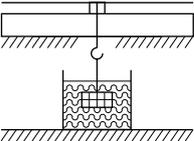
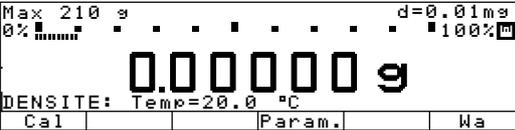
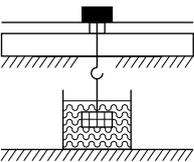
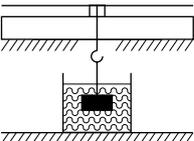
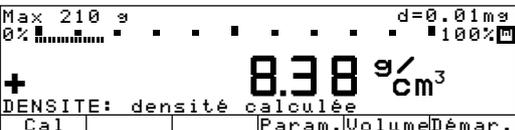
- Appuyer sur la touche .
- > La balance s'arrête.
- > L'affichage disparaît, puis un affichage rétroéclairé de Standby/Off apparaît.

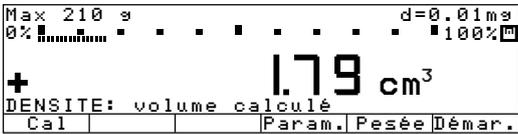
### Exemple

Poussée hydrostatique : détermination de la masse volumique d'un échantillon solide selon la méthode de la poussée hydrostatique avec de l'eau comme liquide provoquant la poussée.

Réglages (écarts par rapport aux réglages d'usine) :

Setup : Paramètres application : Application 1 : Densité

Etape	Appuyer sur la touche (ou opération)	Affichage/Sortie des données
1. Le cas échéant, effacer les anciennes valeurs mémorisées	CF	
2. Si nécessaire, modifier les paramètres	Softkey Param.	
3. Accrocher la corbeille et la plonger dans l'eau		
4. Tarer la balance	Tare	
5. Déterminer le poids de l'échantillon dans l'air : déposer l'échantillon sur la balance		
6. Mémoriser la valeur de pesée	Softkey Wa	
7. Déterminer la valeur de pesée dans le liquide : déposer l'échantillon dans la corbeille		
8. Mémoriser la valeur de pesée dans le liquide. La masse volumique de l'échantillon est affichée	Softkey W f 1	

Etape	Appuyer sur la touche (ou opération)	Affichage/Sortie des données
9. Afficher le volume de l'échantillon	Softkey <b>V</b> o <b>l</b> u <b>m</b> e	
10. Afficher la valeur de pesée	Softkey <b>P</b> esée	
11. Si nécessaire, peser l'échantillon suivant	Softkey <b>D</b> émar.	

# Pesée par différence ↻

## Fonction

Ce programme d'application permet de peser un ou plusieurs échantillons dans leur état d'origine et après un traitement (par exemple, dessiccation, incinération) et de déterminer et de calculer la différence entre les valeurs pondérales.

Pour cela, vous pouvez procéder de différentes manières :

- saisie des données complètes d'un échantillon avec poids de tare, poids initial et poids final, puis saisie des données de l'échantillon suivant...etc... (pesée individuelle continue),
- saisie tout d'abord du poids de tare et du poids initial de chaque échantillon, puis saisie de tous les poids finaux (pesée combinée),
- saisie tout d'abord des poids de tare de tous les échantillons, puis des poids initiaux de tous les échantillons et enfin des poids finaux de tous les échantillons (pesée en série).

## Caractéristiques

- 4 séries de pesée différentes pour mesurer le poids de tare, le poids initial et le poids final :
  - pesée individuelle,
  - pesée individuelle continue,
  - pesée combinée et
  - pesée en série.
- Possibilité de configurer la séquence de pesée dans le setup ou bien avec la touche de fonction à commandes variables (softkey) **Σ** **É** **α** **ρ**. (lorsque «Touche séquence pesée» est réglée dans le setup).
- Possibilité d'effectuer jusqu'à 99 pesées finales par échantillon.
- Possibilité d'effectuer la pesée par différence avec ou sans pesée de tare (par ex., les pesées de tare ne sont pas nécessaires lors de mesures de revêtements).
- Réglage possible du nombre de décimales pour les valeurs d'affichage calculées.
- Réglage possible de la mémorisation automatique de la valeur de pesée en fonction de la stabilité.
- Possibilité de régler la charge minimale pour la mémorisation automatique de la valeur de pesée en fonction des incréments d'affichage.
- Fonction catalogue

avec page des lots :

Liste de tous les lots (100 maximum) avec nombre d'échantillons et indication de l'état (tare, poids initial, poids final).

Lire, créer, changer le nom et effacer des lots.

Entrée d'un facteur de calcul lors de la création d'un nouveau lot.

page des échantillons :

Liste de tous les échantillons (999 maximum) avec indication de l'état.

Lire, effacer, omettre et inclure des échantillons.

page des valeurs de mesure :  
Date, heure, identification et valeurs mesurées pour un échantillon.

page des résultats :  
Valeurs mesurées (résidu, perte, rapport1, rapport2) pour un échantillon.

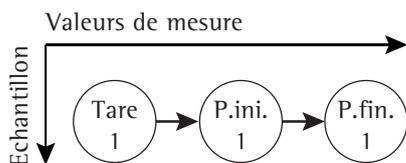
- Possibilité d'effectuer une évaluation statistique des lots en fonction du résidu, de la perte ou du rapport sur une page spéciale de statistiques.
- Affichage des pages des lots, des échantillons, des valeurs de mesure et des résultats par l'intermédiaire de la touche de fonction à commandes variables (softkey) correspondante.
- Affichage de certains lots, de certains échantillons ou de certaines valeurs de mesure après entrée (alpha)numérique de l'identification et softkey **Lot/Echan./Mesur.**
- Possibilité d'éditer un procès-verbal en fonction de l'état de traitement de l'échantillon.
- Edition d'un procès-verbal individuel, d'un procès-verbal de la pesée finale ou d'un procès-verbal de statistiques.
- Edition de procès-verbaux configurables par l'opérateur.
- Mémorisation de la sélection Séquence pesée et Résultat par lot.

**Pesée par différence : déterminer une séquence de pesée**

Il existe 4 séries de pesée différentes pour mesurer le poids de tare, le poids initial et le poids final lors de la pesée par différence :

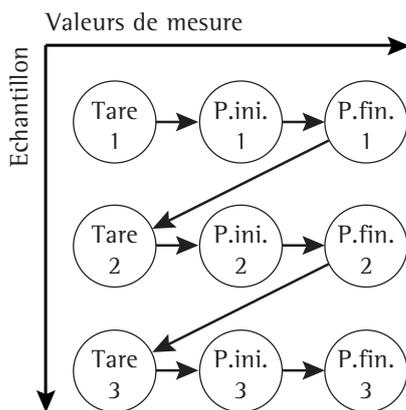
1. Pesée individuelle

Le poids de tare, le poids initial et le poids final d'un échantillon sont mesurés dans cet ordre.



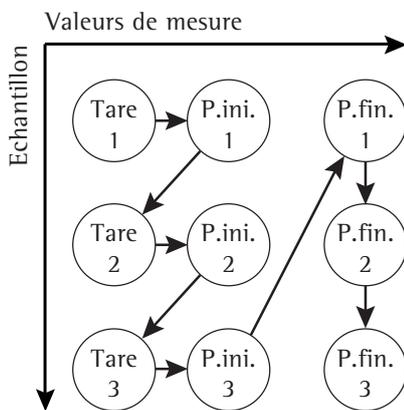
2. Pesée individuelle continue

Plusieurs pesées individuelles (voir ci-dessus) sont effectuées les unes à la suite des autres.



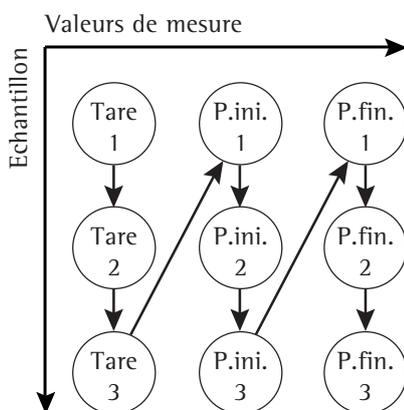
3. Pesée combinée

On mesure tout d'abord le poids de tare et le poids initial de chaque échantillon (dans cet ordre), puis le poids final de tous les échantillons.



4. Pesée en série

On mesure tout d'abord le poids de tare de chaque échantillon, puis le poids initial de chaque échantillon, enfin le poids final de chaque échantillon.



La séquence de pesée est configurable dans le menu setup ou bien à l'aide de la touche de fonction à commandes variables (softkey) **SÉQ.** (lorsque «Touche séquence pesée» est activée dans le setup).

**Réglage des paramètres en usine**

Séquence de pesée :

**Pesée combinée**

Pesée de tare : **Oui**

Résultat avec point décimal :

**2 décimales**

Enregistrement automatique de la valeur :

**Hors service**

Charge min. pour enregistrement

automatique de la valeur :

**10 incréments**

**affichage**

Enregistrement statistiques : **Non**

Edition procès-verbal :

**Autom. après pesée**

**finale**

Entrer ID échan. sur ligne messages :

**Non**

Touche séquence pesée :

**Oui**

Efface échan. ap. P.I. + rés. + déch. :

**Non**

Dem. rés. mémorisé comme p. init :

**Non**

### Impression de procès-verbaux pour la pesée par différence

Impression automatique de procès-verbaux configurés

Le procès-verbal de la pesée finale configuré est imprimé automatiquement après la pesée finale lorsqu'un des trois réglages suivants a été effectué dans Setup : Paramètres application : Application 1 : Pesée différence : Edition procès-verbal :

```
Autom. après pesée
finale
Autom. après pes.
init. et finale
Autom. après p. tare,
init. et fin.
```

Impression manuelle de procès-verbaux configurés

L'impression du «procès-verbal individuel» configuré s'effectue en appuyant sur la touche  lors de la tare, de la pesée initiale, de la pesée finale et après la commutation vers le mode de pesée simple avec la touche .

L'impression du «procès-verbal de la pesée finale» configuré s'effectue en appuyant sur la touche  après la pesée finale lors de l'affichage des résultats.

Le procès-verbal de statistiques configuré est imprimé lorsque

- la page de statistiques est affichée ou
- avec des échantillons ayant un nombre différent de pesées finales par échantillon (par exemple, statistiques de tous les échantillons avec 2 pesées finales) : les échantillons avec un nombre défini de pesées finales sont sélectionnés

et après avoir appuyé sur la touche .

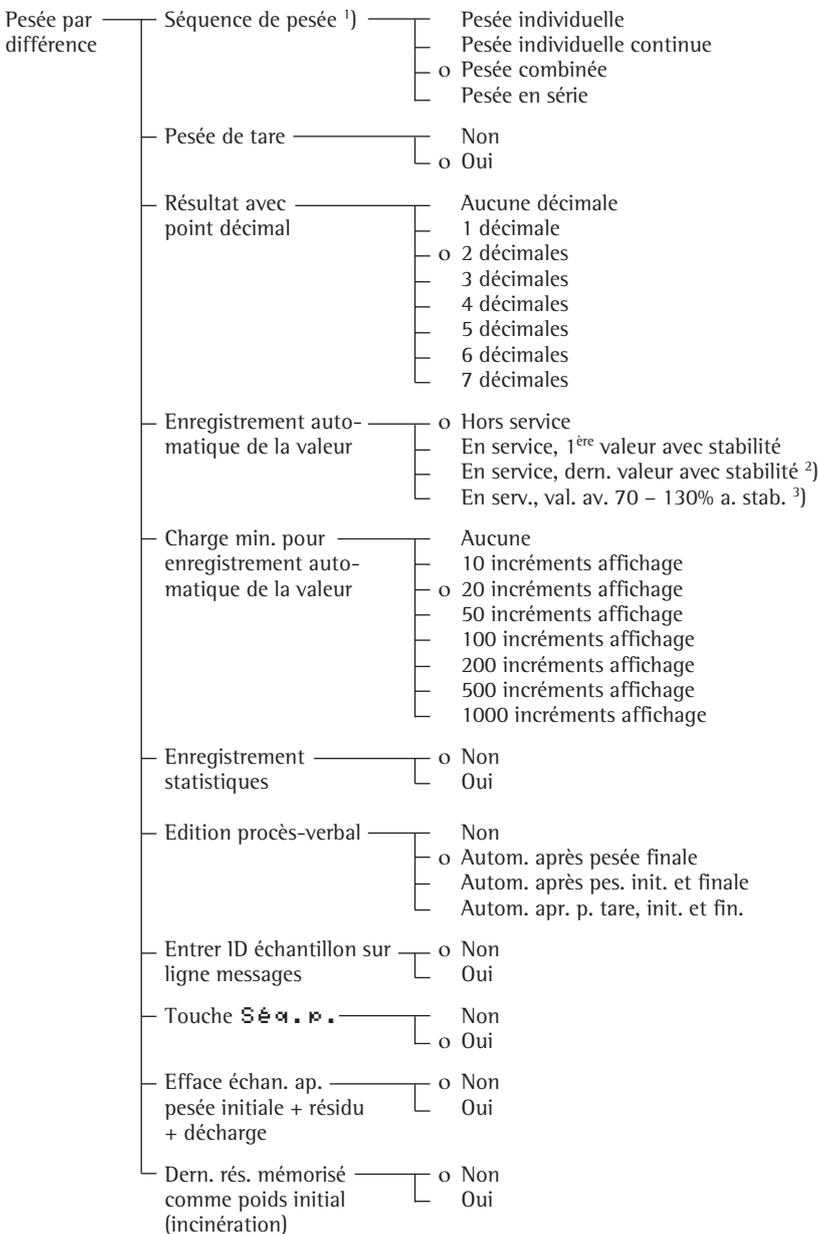
L'impression a lieu :

Exemple de procès-verbal de la pesée finale configuré

-----		Ligne en pointillé
16.11.1998	14:55:12	Date/heure
Lot	CH12345	Nom du lot
Echan.	14	Numéro de l'échantillon
ID	CX88	ID échantillon
T1	+ 23.45821 g	Poids de tare (avec entrée PT1)
N1	+125.57234 g	Poids initial
R (3)	+103.68442 g	Poids final (résidu sous forme de poids)
R	+ 82.57 %	Résidu (reste) en pourcentage
D	- 21.88792 g	Perte sous forme de poids
D	- 17.43 %	Perte en pourcentage
Fact.	+ 1.10345	Facteur de calcul
D-Res.	- 24.15 o	Perte calculée
DR	+ 21.11 %	Rapport 1
OR	+ 121.11 %	Rapport 2
-----		Ligne en pointillé

### Opérations préliminaires

- Mettre la balance en marche : touche **1/0**.
- > Le logo Sartorius apparaît, un test automatique est effectué.
- Régler le programme d'application «Pesée par différence» dans le setup : appuyer sur la touche **Setup**.
- Sélectionner **Paramètres application** : appuyer 2 fois sur la softkey **↵**, puis sur la softkey **➤**.
- Sélectionner **Application 1 (applications de base)** : appuyer sur la softkey **➤**.
- Sélectionner **Pesée différence** : appuyer plusieurs fois, si nécessaire, sur la softkey **↵** ou sur la softkey **↵**.
- Confirmer **Pesée différence** : appuyer sur la softkey **➤**.



○ = réglage d'usine

- <sup>1)</sup> Modification de réglage uniquement lors de la première mise en service et lorsque la touche **SEAL** est hors service.
- <sup>2)</sup> La dernière valeur avec symbole de stabilité est mémorisée uniquement lors de la pesée initiale. La mémorisation du poids de tare et du poids final a lieu comme première valeur avec stabilité. Cette option du menu permet le dosage des pesées initiales.
- <sup>3)</sup> La condition préalable pour l'enregistrement automatique d'une valeur entre 70 et 130% de la valeur d'initialisation est de décharger la balance en dessous de 30% ou de la charger au-dessus de 170% de cette valeur.

## Formules

Résidu en % : Poids final / poids initial \* 100%  
 Perte en poids : Poids final – poids initial  
 Perte en % : (poids final – poids initial) / poids initial \* 100%  
 Perte calculée : (poids final – poids initial) \* facteur  
 Rapport 1 en % : (poids initial – poids final) / poids final \* 100%  
 Rapport 2 en % : Poids initial / poids final \* 100%

## Effacer avec la touche

Séquence pesée	Etat actuel	Appuyer sur 	Valeur effacée	Etat après
Pesée individuelle	Mesure de la tare	–	–	–
	Mesure du poids init.	1 x	Tare	Mesure de la tare
	Mesure du poids fin.	1 x	Poids initial	Mesure du poids init.
		2 x	Tare	Mesure de la tare
	Affichage du résultat	1 x	Poids final	Mesure du poids final
Pesée indiv. continue	Comme pour pesée individuelle			
Pesée combinée	Mesure de la tare	1 x	Poids initial préc.	Mesure du poids init.
		2 x	Tare précédente	Mesure de la tare
	Mesure du poids init.	1 x	Tare	Mesure de la tare
	Mesure du poids fin.	1 x	Poids final préc.	Mesure du poids final
	Affichage du résultat	1 x	Dernier poids fin.	Mesure du poids final
Pesée en série	Mesure de la tare	1 x	Tare précédente	Mes. de la tare préc.
	Mesure du poids init.	1 x	Poids initial préc.	Poids initial préc.
	Mesure du poids fin.	1 x	Poids final préc.	Poids final précèdent
		Affichage du résultat	1 x	Dernier poids fin.

## Touches de fonction à commandes variables (softkeys)

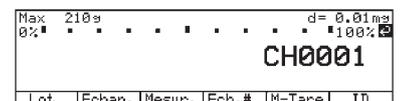
**Créer** Créer un nouveau lot.  
**Echan.** Afficher la page des échantillons.  
**Ech.#** Sélectionner/créer une mémoire d'échantillons.  
**Effac.** Effacer un lot/un échantillon.  
**Lot** Sélectionner/afficher la page des lots.  
**Mesur.** Sélectionner/afficher la page des valeurs de mesure.  
**M-FIN.** Entrer le poids final.  
**M-INI.** Entrer le poids initial.  
**M-Tare** Entrer la valeur de tare.  
**Omet.** Omettre/inclure un/des échantillon(s).  
**>P.F.** Passer à la pesée finale.  
**P.FIN.** Mémoriser la valeur de poids final.  
**>P.I.** Passer à la pesée initiale.  
**P.INI.** Mémoriser la valeur de poids initial.  
**Résul.** Afficher la page des résultats.  
**> Résul** Passer à l'affichage du résultat.  
**Séq.#.** Sélectionner la séquence de pesée.  
**Stat.** Afficher la page des statistiques.  
**Tare** Mémoriser la valeur de tare.  
**>Tarer** Passer à la pesée de tare.

## Sélectionner directement un lot/un échantillon/une valeur de mesure

En entrant des chiffres et des lettres, il vous est possible lors de l'affichage de la valeur de mesure

- de modifier directement un lot et un échantillon (affichage sur la ligne de messages) et
- d'afficher directement la page des échantillons et la page des valeurs de mesure.

- Entrer l'identification.



(ici par ex. «CH0001» pour lot)

- Appuyer sur la touche de fonction à commandes variables (softkey) correspondante.
- > Softkey **Lot** :  
Le lot entré est affiché (s'il n'est pas disponible : affichage page des lots).
- > Softkey **Echan.** :  
La page des échantillons du lot actuel est affichée conformément au numéro d'échantillon entré.
- > Softkey **Mesur.** :  
La page des valeurs de mesure de l'échantillon entré est affichée.
- > Softkey **Ech.#** :  
Changement d'échantillon sans fonction catalogue.

## Commutation Pesée par différence/ Pesée simple : Touche

### Sélectionner directement la séquence de pesée

La séquence de pesée (pesée individuelle, pesée combinée...etc...) peut être modifiée directement dans le mode de mesure grâce à la touche de fonction à commandes variables (softkey) **Séq.#.** lorsque le réglage correspondant a été effectué dans le setup [Paramètres application : Application 1 : Pesée différence : Touche séquence pesée : Oui]

### Fonction du catalogue lors de la pesée par différence

Le catalogue comprend quatre pages : la page des lots, la page des échantillons, la page des valeurs de mesure et la page des résultats.

#### Page des lots

La page des lots indique les noms des lots déjà créés ainsi que le nombre des échantillons traités et l'état de l'échantillon choisi (tare, poids initial et poids final). Sur la page des lots, il vous est possible de créer un lot, de changer le nom d'un lot, d'effacer et d'imprimer des lots. De plus, il est possible d'entrer un facteur de calcul pour le calcul de perte, par exemple pour le calcul du grammage.

Vous pouvez afficher directement un lot souhaité en entrant les chiffres et les lettres correspondantes.

#### Page des échantillons

La page des échantillons indique les noms des échantillons d'un lot sélectionné au préalable avec leur état (tare, poids initial et poids final) et leur identification (ID).

Vous pouvez afficher directement un échantillon souhaité en entrant les chiffres et les lettres correspondants.

#### Page des valeurs de mesure

La page des valeurs de mesure indique la date, l'heure et le nom de l'échantillon ainsi que les valeurs mesurées pour un échantillon sélectionné au préalable.

#### Page des résultats

La page des résultats indique les valeurs calculées pour un échantillon sélectionné au préalable. Ce sont le résidu, la perte, la perte calculée avec facteur et les rapports. Le symbole □ indique la valeur qui apparaît à l'affichage après la pesée finale (modifier avec la softkey v ou ^ et confirmer avec ↵).

#### Page des statistiques

La page de statistiques indique les données caractéristiques du lot (date, heure, statistiques concernant par exemple le résidu, le nombre d'échantillons) et les valeurs calculées (valeur moyenne, écart-type).

Sélection des statistiques avec un nombre différent de pesées finales à l'intérieur d'un lot : Affichage des statistiques avec la softkey ↵ :

LOTS:	792	Ech.dispon.
1	1	ECHANT. T
122	1	ECHANT. T,N
AB05	20	ECHANT. T,N,R1
CH0001	10	ECHANT. T,N
CH01234	2	ECHANT. T,N,R1
<<	Effac.	Créer
	^	v
		Echan.

ECH.:	dispon.	792	Lot:	CH0001
Echant	1:	T,N,R(1)		CX87
Echant	2:	T,N,R(1)		CX88
Echant	3:	T,N		
Echant	4:	T,N		
Echant	5:	T,N		
<<	Effac.			Mesur.
	<		^	v

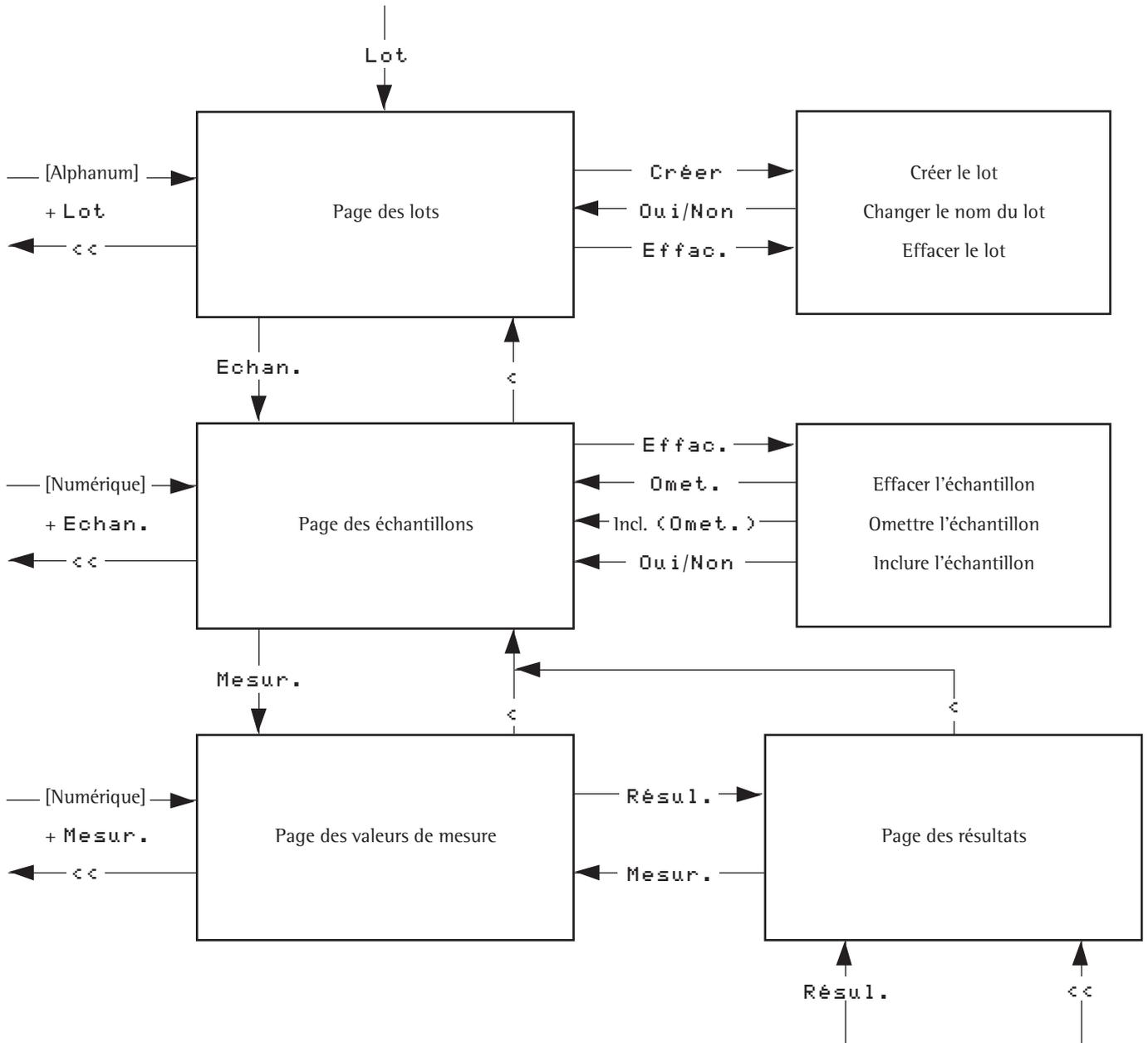
UAL.MES:	Lot:	CH0001	Echant:	2
Date,heure:	16.11.1999	15:11:17		
Nom:	ID	+324.72654 g		CX88
Tare:	T1	+414.45432 g		
Poids initial:	N1	+393.55678 g		
Poids final:	R (1)			
<<	Résul.			v
	<		^	v

RESULT.:	Lot :	CH6789	Ech. :	2
Résidu :	R	+349.92545 g		
□ Résidu :	R	+ 107.24 %		
Perte :	D	+ 23.62565 g		
Perte :	D	+ 7.24 %		
Rapport 1 :	DR	- 6.75 %		
<<	Mesur.			↵
	<		^	v

STATIS.:	Lot:	CH6789
Stat.sur:	R (1)	5 Echs.
Stat.sur:	R (2)	3 Echs.
Stat.sur:	R (*)	8 Echs.
<<		
		↵

STATIS.:	Lot:	CH6789
Date,heure:	04.02.1999	14:31:30
Stat.sur:	R (1)	>Résidu<
Nbre mesures:	n	2
Ual.moyenne:	Moyen.+	93.28 %
Ecart-type:	Ec.-t.	0.01 %
<<		
		↵

Schéma de sélection de la fonction catalogue lors de la pesée par différence



### Afficher et imprimer les pages du catalogue

Les pages du catalogue (page des lots, page des échantillons, page des valeurs de mesure et page des résultats) peuvent être imprimées manuellement.

Consultation et impression de la page des valeurs de mesure :

- Afficher la page des lots : appuyer sur la touche de fonction à commandes variables (softkey) **Lot.**
- Afficher la page des échantillons : appuyer sur la touche de fonction à commandes variables (softkey) **Echan..**
- Afficher la page des valeurs de mesure : appuyer sur la touche de fonction à commandes variables (softkey) **Mesur..**
- Imprimer la page des valeurs de mesure : appuyer sur la touche .

IMP: Lot: CH0001	Ech:1
Où mes. échant. résultat	
Toutes les val. mes.+résultat <5>	
<<	<
	v
	↓

- Sélectionner le contenu de l'impression : appuyer sur la softkey **v** ou **^**.
- Confirmer la commande d'impression : appuyer sur la softkey **↓**.

La page des lots et la page des échantillons peuvent être imprimées lorsqu'elles sont affichées.

Consultation de la page des résultats :

- Afficher la page des lots : appuyer sur la touche de fonction à commandes variables (softkey) **Lot.**
- Afficher la page des échantillons : appuyer sur la touche de fonction à commandes variables (softkey) **Echan..**
- Afficher la page des valeurs de mesure : appuyer sur la touche de fonction à commandes variables (softkey) **Mesur..**
- Afficher la page des résultats : appuyer sur la touche de fonction à commandes variables (softkey) **Résul..**
- Imprimer la page des résultats : voir imprimer la page des valeurs de mesure.

La page des statistiques peut être imprimée manuellement lorsqu'elle est affichée.

Affichage de la page des statistiques :

- Sélectionner les statistiques : appuyer sur la softkey **Stat..**
- Pour les échantillons ayant un nombre différent de pesées finales : sélectionner le mode de statistiques : appuyer sur la softkey **v** **^**.
- Confirmer la sélection : appuyer sur la softkey **↓**.

### Effacer ou omettre un lot/un échantillon

Il est possible d'effacer des lots ainsi que d'effacer et d'omettre des échantillons.

L'opérateur peut choisir d'effacer

- le lot actuel ou
- tous les lots.

L'opérateur peut choisir

- d'effacer complètement l'échantillon actuel ou
- d'effacer uniquement les valeurs de mesure de l'échantillon actuel ou
- d'effacer complètement tous les échantillons ou
- d'effacer uniquement les valeurs de mesure de tous les échantillons ou
- d'omettre un échantillon.

Effacer un lot/un échantillon

- Afficher la page des lots/la page des échantillons.
- Sélectionner le lot/l'échantillon souhaité.
- Pour sélectionner l'effacement : appuyer sur la touche de fonction à commandes variables (softkey) **Effac..**
- Sélectionner les éléments à effacer et confirmer.
- Confirmer l'effacement encore une fois en appuyant sur la softkey «Oui» ou bien interrompre en appuyant sur «Non».

ECH. : confirmer effacement	
Echant. actuel complet	
Seul. val. pour échant. actuel	
Tous les échant. complets (3)	
Seul.val.pour tous les échant. <3>	
	Non   Oui

Exemple : effacer complètement tous les échantillons (ici 3).

Omettre/inclure un échantillon

- Afficher la page des échantillons.
- Sélectionner l'échantillon souhaité (omis le cas échéant).
- Pour sélectionner l'effacement : appuyer sur la touche de fonction à commandes variables (softkey) **Effac..**
- Pour sélectionner l'omission : appuyer sur la touche de fonction à commandes variables (softkey) **Omet..**

ECH.:	dispon. 792	Lot: CH0001
Echant 1:	T.N;R(1)	CX87
Echant 2:	T.N;R(1)	CX88
Echant 3:	T.N	(omis)
<<	Effac.	<
		^
		Mesur.

Exemple : échantillon omis (ici numéro 3).

### Autres fonctions

En plus des fonctions :

- entrée de chiffres/de lettres,
- tarage (pas lors de l'entrée de chiffres/de lettres),
- impression,

il est possible d'accéder aux fonctions suivantes à partir de ce programme d'application :

Calibrage/Ajustage

- Appuyer sur la softkey **Cal.**
- > Pour plus de détails, voir au paragraphe «Calibrage, ajustage».

Setup (réglage des paramètres)

- Appuyer sur la touche .
- > Pour plus de détails, voir le chapitre «Réglages».

Arrêt de la balance

- Appuyer sur la touche .
- > La balance s'arrête.
- > L'affichage disparaît, puis un affichage rétroéclairé de Standby/Off apparaît.

### Exemple

Pesée par différence : pesée individuelle continue ; sélectionner le lot et déterminer la différence de poids entre le poids initial et le poids final pour deux échantillons ; calculer les statistiques et imprimer ; ne pas imprimer de procès-verbal individuel ni de procès-verbal de la pesée finale.

Réglages (écarts par rapport aux réglages d'usine) :

Setup : Paramètres application : Application 1 : Pesée différence : Séquence pesée : Pesée individuelle continue

Setup : Paramètres application : Application 1 : Pesée différence : Enregistrement statistiques : Oui

Setup : Paramètres application : Application 1 : Pesée différence : Edition procès-verbal : Non

Etape	Appuyer sur la touche (ou opération)	Affichage/Sortie des données
1. Mettre la balance en service si nécessaire et entrer les réglages ci-dessus		
2. Démarrer la pesée par différence (sélectionner la pesée individuelle continue si nécessaire)	Softkey <b>Démar.</b> Softkey <b>Séq.p.</b>	
3. Créer ou sélectionner un lot - sélectionner : continuer au point 7. - créer : voir point 4.	Softkey <b>Lot</b> Softkey <b>∨</b> ou <b>∧</b>	
4. Sélectionner le nom du lot	Softkey <b>Créer</b>	
5. Entrer le nom du lot	 Softkey <b>ABCDEF</b> Softkey <b>C</b> Softkey <b>GHIJKL</b> Softkey <b>H</b> 	
6. Confirmer l'entrée	Softkey <b>↓</b>	
7. Passer à l'affichage de la valeur de pesée	Softkey <b>&lt;&lt;</b>	

8. Mesurer le poids de tare 1

Poser le récipient 1 vide



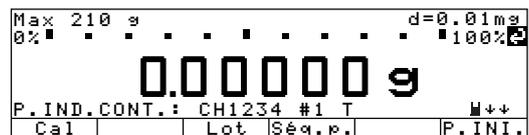
9. Enregistrer le poids de tare

Softkey Tare



10. Décharger la balance

Retirer le récipient vide



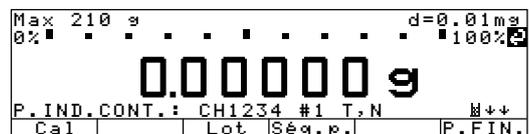
11. Mesurer le poids net initial  
(ici par ex. poids initial = 24,51 g)

Remplir le récipient 1  
avec le poids net initial  
Poser le récipient rempli



12. Enregistrer le poids net initial

Softkey P. INI.  
Retirer le récipient rempli



13. Traiter l'échantillon dans le  
récipient 1 (par ex. dessiccation)

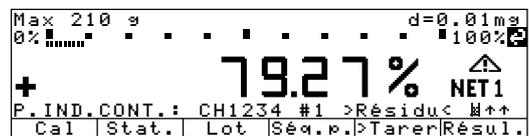
14. Mesurer le poids final

Poser le récipient 1



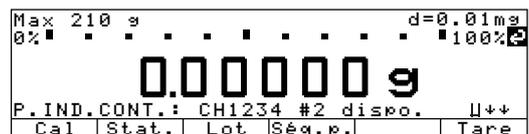
15. Enregistrer le poids final  
(la valeur sélectionnée sur la  
page des résultats est affichée,  
ici par ex. résidu en %)

Softkey P. FIN.



16. Décharger la balance

Retirer le récipient 1



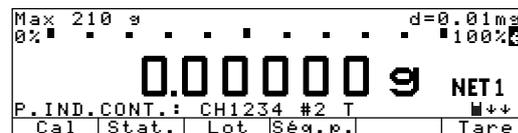
17. Mesurer le poids de tare 2

Poser le récipient 2 vide



18. Enregistrer le poids de tare

Softkey **Tare**



19. Décharger la balance

Retirer le récipient vide



20. Mesurer le poids net initial  
(ici par ex. poids initial = 25,77 g)

Remplir le récipient 2  
avec le poids net initial  
Poser le récipient rempli



21. Enregistrer le poids net initial

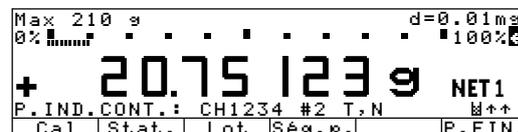
Softkey **P. INI.**  
Retirer le récipient rempli



22. Traiter l'échantillon dans le  
récipient 2 (par ex. dessiccation)

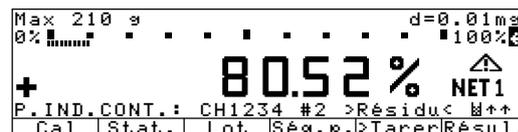
23. Mesurer le poids final

Poser le récipient 2



24. Enregistrer le poids final

Softkey **P. FIN.**



25. Décharger la balance  
Traiter de nouveau l'échantillon  
dans le récipient 2 (par ex. dessiccation)

Retirer le récipient 2

26. Démarrer la deuxième pesée  
finale pour l'échantillon n° 2

Reposer le récipient 2  
Touche **2**,  
softkey **Ech.#**



27. Enregistrer le poids final

Softkey **P. FIN.**



28. Afficher les statistiques

Softkey Stat.

STATIS.:		Lot :CH1234	
Stat. sur :	R (1)	1	Echs.
Stat. sur :	R (2)	1	Echs.
Stat. sur :	R (*)	2	Echs.
<<		^	v
			↓

29. Sélectionner quelle sorte de statistiques et confirmer (ici par ex. statistiques sur R (\*))

Softkey v ^  
Softkey ↓

STATIS.:		Lot:CH1234	
Date,heure:	17.11.1998	15:44:56	
Stat. sur:	R (*)	>Residu<	
Nbre mesures:	n	2	
Val. moyenne:	Moyen.+	78.29 %	
Ecart-type	Ec.-t.	1.40 %	
<<	<	v	

30. Imprimer le procès-verbal de statistiques (sorte et quantité des items d'impression comme configuration)



```
-----  
17.11.1998 15:44:56  
Lot CH1234  
R (*) >Residu<  
n 2  
Moyen.+ 78.29 %  
s 1.40 %
```

31. Décharger la balance

Retirer le récipient 2

# Correction de la poussée aérostatique

## Fonction

A l'aide de ce programme d'application, il est possible de corriger des erreurs de pesée provoquées par la poussée aérostatique lors de la pesée de poids de masse volumique différente.

Le programme de correction de la poussée aérostatique peut être combiné à un programme de l'application 2 (contrôle +/-, fonctions régies par le temps) et de l'application 3 (totalisation, statistiques) ainsi qu'aux fonctions diverses.

Le programme de correction de la poussée aérostatique ne peut pas être combiné avec les programmes d'application Formulation et Deuxième mémoire de tare.

La valeur de la densité de l'air est nécessaire pour calculer la poussée aérostatique. Etant donné qu'une densité atmosphérique de  $1,2 \text{ kg/m}^3$  ne règne pas partout, il est possible de calculer la densité de l'air à l'aide du programme de détermination de la densité atmosphérique.

## Caractéristiques

Correction de la poussée aérostatique :

- Initialisation automatique à la mise en marche avec masse volumique de l'échantillon **RhOP** mémorisée à long terme et densité de l'air **RhOA** enregistrée en dernier. Affichage de **RhOP** sur la ligne de messages.
- Démarrage automatique de la correction de la poussée aérostatique et affichage du symbole  pour les valeurs calculées si le réglage a été effectué dans le setup (Setup : Appl. démar. aut. lors mise marche : En service)

- Entrée de la masse volumique de l'échantillon par l'intermédiaire du bloc numérique et de la touche de fonction à commandes variables (softkey) **RhOP**. La correction de la poussée aérostatique est ainsi activée au cas où elle ne le serait pas encore.
- Etendue d'entrée de la masse volumique de l'échantillon :  $0,1 \text{ g/cm}^3 - 22,5 \text{ g/cm}^3$ .
- Mémorisation des valeurs de masse volumique (densité) (**RhOP** et **RhOA**) assurée contre les coupures de courant.
- Arrêt de la correction de la poussée aérostatique en commutant vers le mode «Pesée» (pesée sans correction de la poussée aérostatique).

Détermination de la densité atmosphérique :

- Un kit de détermination de la densité YSS45 comprenant un poids en acier et un poids en aluminium est disponible avec un certificat «Spécifications des poids». La masse volumique des références acier (8,0) et aluminium (2,7) est prédéfinie sous la forme de valeurs fixes et ne peut pas être modifiée.
- Détermination de la densité atmosphérique grâce à
  - une entrée par le bloc numérique,
  - l'entrée des valeurs pour acier/aluminium et pesée des poids en acier/aluminium (accessoire : YSS45).
- Lors de l'entrée de la densité atmosphérique par l'intermédiaire du clavier numérique, les valeurs de référence (masse volumique et poids) pour l'acier et l'aluminium sont effacées de la page «PARAM. DENS. AIR».
- L'édition des valeurs de référence a lieu après la détermination et l'enregistrement de la densité de l'air à l'aide de la touche de fonction à commandes variables (softkey) **Démar.**
- Valeur réglée pour la densité atmosphérique :  $1,2 \text{ kg/m}^3$ .
- Etendue des valeurs pour la densité atmosphérique :  $1,0 \text{ kg/m}^3 - 1,4 \text{ kg/m}^3$ .
- Il est possible d'activer ou de désactiver le programme de détermination de la densité atmosphérique par l'intermédiaire du setup et ainsi de le verrouiller.
- La détermination de la densité atmosphérique est généralement effectuée dans l'unité de poids grammes.
- Affichage de la densité atmosphérique **RhOA** lorsque la détermination de la densité atmosphérique est désactivée et touche de fonction à commandes variables (softkey) **RhOA** pendant 2 secondes sur la ligne de messages.
- Après la détermination de la densité atmosphérique, il est possible d'enregistrer la valeur, mais cela n'est pas obligatoire.
- La mémorisation des spécifications (références) peut être bloquée par l'intermédiaire du setup. (Setup : Paramètres application : Application 1 : Correction poussée aérostatique : Modification références acier/alu).
- Les masses volumiques de la page de référence sont prédéfinies.

## Réglages des paramètres en usine

Détermination densité air :  
Hors service

Modification références acier/alu :  
Hors service

## Touches de fonction à commandes variables (softkeys)

**Corr.** Démarrage de la correction de la poussée aérostique avec entrée de la masse volumique de l'échantillon.

**Démar.** Démarrage de la correction de la poussée aérostique et de la détermination de la densité atmosphérique avec masse volumique de l'échantillon mémorisée.

**Diff.** Affichage de la différence valeur de mesure - spécification acier/aluminium pendant la détermination de la densité atmosphérique.

**Fact.** Affichage du facteur de correction K sur la ligne de messages (voir «Formules de correction de la poussée aérostique» sur cette page).

**Mémor.** Saisie des valeurs de référence acier/aluminium.

**Net** Affichage de la valeur de mesure actuelle.

**Param.** Commutation vers l'affichage des paramètres actuels pour la correction de la poussée aérostique (densité de l'air, spécifications acier, aluminium...etc...).

**Pesée** Commutation dans le mode de pesée sans correction de la poussée aérostique.

**Réf.** Commutation vers l'affichage et éventuellement vers l'entrée des références de la densité atmosphérique (spécifications pour l'acier et l'aluminium).

**Résul.** Commutation vers la page de résultat.

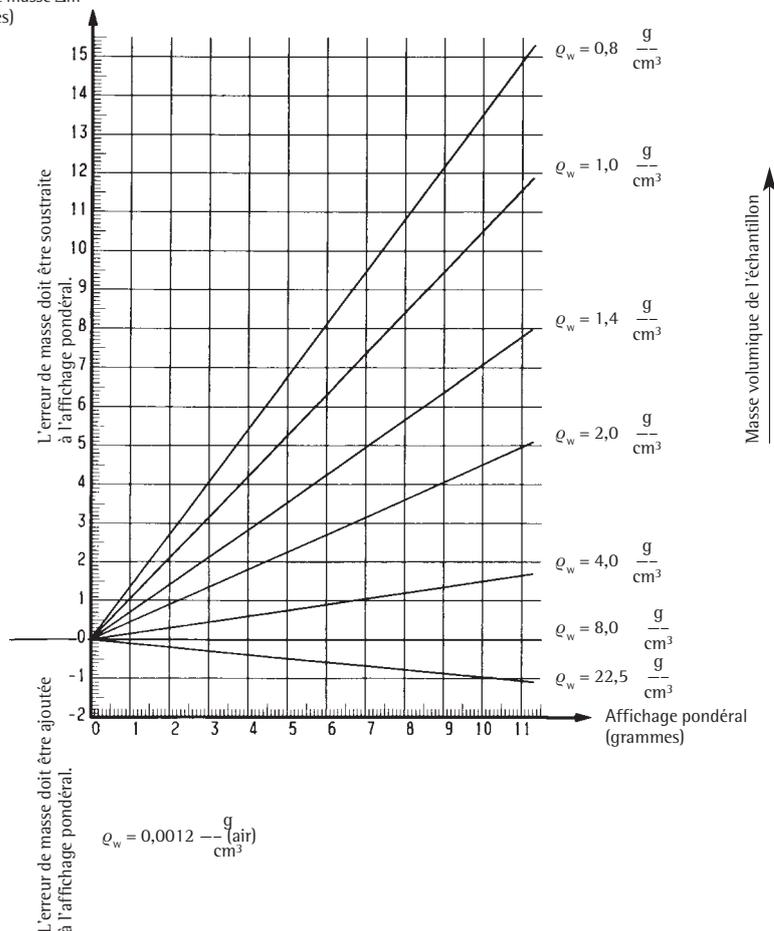
**RhoA** Activation de la détermination de la densité atmosphérique ou affichage **RhoA** pour 2 secondes sur la ligne de messages lorsque «Détermination densité air hors service».

**RhoP** Entrée de la masse volumique de l'échantillon par l'intermédiaire du bloc numérique (dans le mode Pesée).

## Correction de la poussée aérostique

### Diagramme de la correction de la poussée aérostique

Correction de masse  $\Delta m$   
(milligrammes)



### Formules de correction de la poussée aérostique

La valeur de pesée est multipliée par le facteur K suivant afin d'obtenir la masse volumique de l'échantillon :

$$K = (1 - \rho_{hoA} / \rho_{hoAC}) / (1 - \rho_{hoA} / \rho_{hoP})$$

Légende :

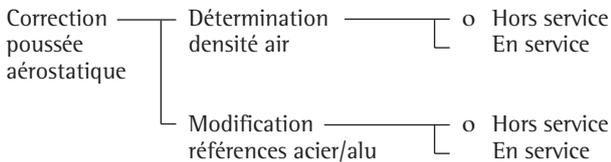
$\rho_{hoA}$  = densité de l'air [ $kg/m^3$ ]

$\rho_{hoAC}$  = masse volumique de l'acier ( $8000 kg/m^3$ )

$\rho_{hoP}$  = masse volumique de l'échantillon [ $kg/m^3$ ]

### Opérations préliminaires

- Mettre la balance en marche : touche .
- > Le logo Sartorius apparaît, un test automatique est effectué.
- Régler le programme d'application «Correction poussée aérostatique» dans le setup : appuyer sur la touche .
- Sélectionner **Paramètres application** : appuyer 2 fois sur la softkey , puis sur la softkey .
- Sélectionner **Application 1 (applications de base)** : appuyer sur la softkey .
- Sélectionner **Correction poussée aérostatique** : appuyer plusieurs fois, si nécessaire, sur la softkey  ou sur la softkey .
- Confirmer **Correction poussée aérostatique** : appuyer sur la softkey .



o = réglage d'usine

Voir aussi chapitre «Réglages» : «Paramètres d'application (vue d'ensemble)».

- Mémoriser le réglage et quitter le setup : appuyer sur la softkey  .

### Autres fonctions

En plus des fonctions :

- entrée de chiffres et de lettres,
- tarage (pas avec l'entrée de chiffres/ de lettres),
- impression,

il est possible d'accéder aux fonctions suivantes à partir de ce programme d'application :

Calibrage/Ajustage

- Appuyer sur la softkey **Cal**.
- > Pour plus de détails, veuillez vous reporter au paragraphe «Calibrage et ajustage».

Commutation vers l'application suivante

- Appuyer sur la touche .
- > Pour plus de détails, voir programme d'application correspondant.

Setup (réglage des paramètres)

- Appuyer sur la touche .
- > Pour plus de détails, voir chapitre «Réglages».

Arrêt de la balance

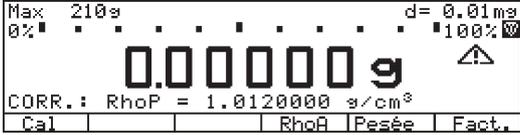
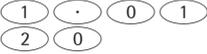
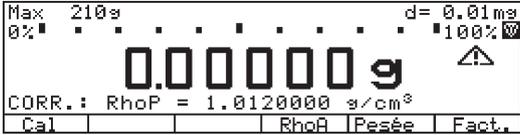
- Appuyer sur la touche .
- > La balance s'arrête.
- > L'affichage disparaît, puis un affichage rétroéclairé de Standby/Off apparaît.

### Exemple

La masse volumique de l'échantillon est entrée en vue d'une détermination correcte de l'échantillon. La densité atmosphérique est enregistrée telle qu'elle est mémorisée dans la balance.

Réglages (écarts par rapport aux réglages en usine) :

Setup : Paramètres application : Application 1 : Correction poussée aérostatique : Déterm. de la densité de l'air : En service

Etape	Appuyer sur la touche (ou opération)	Affichage/Sortie des données
1. Mettre la balance en marche, si nécessaire, et entrer les réglages indiqués ci-dessus		
2. Démarrer la correction de la poussée aérostatique	Softkey <b>Démar.</b>	
3. Entrer la masse volumique de l'échantillon (ici par ex., 1,0120 g/cm³)		
4. Mémoriser la masse volumique de l'échantillon comme Rho <sub>p</sub> , avec activation de la correction de la poussée aérostatique	Softkey <b>RhoP</b>	
5. Déposer l'échantillon sur la balance (ici par ex. 42,12648 g)	Charger la balance	
6. Si nécessaire, afficher la densité atmosphérique mémorisée	Softkey <b>RhoA</b>	
7. Quitter l'affichage de la densité atmosphérique	Softkey <b>&lt;&lt;</b>	

## Détermination de la densité atmosphérique

### Formules de détermination de la densité atmosphérique

La densité atmosphérique est calculée à l'aide des poids de référence pour l'acier et l'aluminium livrés avec l'appareil selon les formules suivantes :

$$\text{Rho}_A = \frac{m_{AL} \cdot W_{AC} - m_{AC} \cdot W_{AL}}{\frac{m_{AL} \cdot W_{AC}}{\text{Rho}_{AL}} - \frac{m_{AC} \cdot W_{AL}}{\text{Rho}_{AC}}}$$

Légende :

$\text{Rho}_A$  = densité de l'air [kg/m<sup>3</sup>]

$\text{Rho}_{AL}$  = masse volumique de l'aluminium [kg/m<sup>3</sup>]

$\text{Rho}_{AC}$  = masse volumique de l'acier [kg/m<sup>3</sup>]

$m_{AL}$  = masse de l'aluminium

$m_{AC}$  = masse de l'acier

$W_{AL}$  = valeur de mesure de l'aluminium     $W_{AC}$  = valeur de mesure de l'acier

La masse de l'aluminium est calculée selon la formule suivante :

$$m_{AL} = M_{AL} \cdot (1 - 1,2 / 8000) / (1 - 1,2 / \text{Rho}_{AL})$$

Légende :

$m_{AL}$  = masse de l'aluminium (spécification)

$M_{AL}$  = valeur de pesée conventionnelle de l'aluminium

$\text{Rho}_{AL}$  = masse volumique de l'aluminium [kg/m<sup>3</sup>]

La masse de l'acier est calculée selon la formule suivante :

$$m_{AC} = M_{AC} \cdot (1 - 1,2 / 8000) / (1 - 1,2 / \text{Rho}_{AC})$$

Légende :

$m_{AC}$  = masse de l'acier (spécification)

$M_{AC}$  = valeur de pesée conventionnelle de l'acier

$\text{Rho}_{AC}$  = masse volumique de l'acier [kg/m<sup>3</sup>]

Utilisation de la densité atmosphérique au cours de l'application :

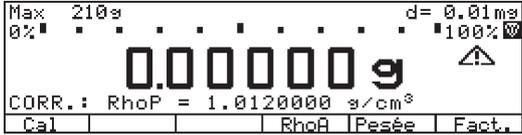
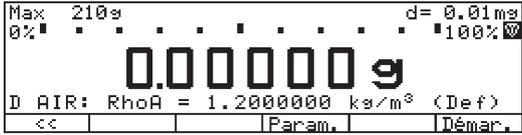
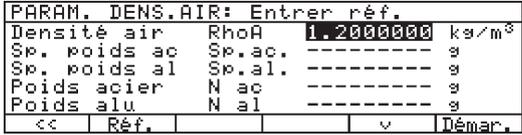
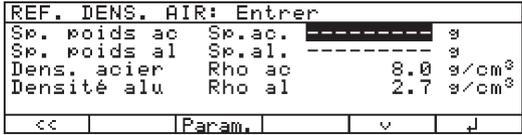
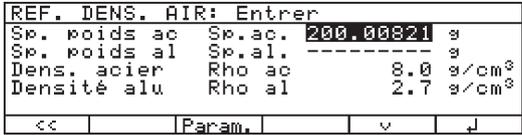
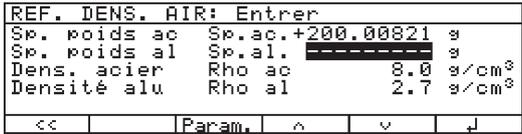
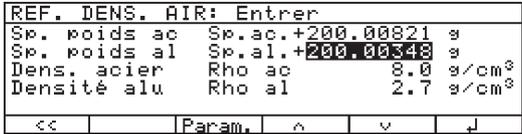
1. Entrée de la densité atmosphérique par l'intermédiaire du bloc numérique
  - Mettre la balance en marche et sélectionner Paramètres application en suivant les explications se trouvant dans la partie «Correction de la poussée aérostatique».
  - Démarrer l'application Correction de la poussée aérostatique : appuyer sur la softkey **DÉMAR...**
  - Démarrer la détermination de la densité atmosphérique : appuyer sur la softkey **RHO**.
  - Entrer la valeur de la densité atmosphérique avec le bloc numérique (1,0 - 1,4 kg/m<sup>3</sup>) : touches **1** **.** **2** ... **0**.
  - Enregistrer la valeur de la densité atmosphérique : appuyer sur la softkey **RHO**.
  - Quitter l'application Détermination de la densité atmosphérique : appuyer sur la softkey **<**.
2. Saisie des poids de référence pour l'acier et l'aluminium par la pesée
  - Voir exemple pages suivantes.

### Exemple

Détermination de la densité atmosphérique en pesant les poids de référence pour l'acier et l'aluminium livrés avec l'appareil.

Réglages (écarts par rapports aux réglages d'usine) :

Setup : Paramètres application : Application 1 : Correction poussée aérostatique : Déterm. de la densité de l'air : En service  
Correction poussée aérostatique : Modification références acier/alu : En service

Etape	Appuyer sur la touche	Affichage/Sortie des données
1. Mettre la balance en marche, si nécessaire		
2. Démarrer la correction de la poussée aérostatique	Softkey <b>Démar.</b>	
3. Commuter vers le mode Détermination de la densité de l'air pour entrer les spécifications pour l'acier et l'aluminium	Softkey <b>RhoA</b>	
4. Commuter vers l'affichage des paramètres de la densité de l'air	Softkey <b>Param.</b>	
5. Commuter vers l'affichage des références de la densité de l'air	Softkey <b>Ré f.</b>	
6. Entrer la spécification de la référence pour l'acier ci-jointe (ici par ex., 200,00821 g/cm³)		
7. Confirmer la valeur entrée	Softkey <b>↓</b>	
8. Entrer la spécification de la référence pour l'aluminium ci-jointe (ici par ex., 200,00348 g/cm³)		

Etape	Appuyer sur la touche (ou opération)	Affichage/Sortie des données
9. Confirmer la valeur entrée	Softkey $\downarrow$	<pre>REF. DENS. AIR: Entrer Sp. poids ac  Sp.ac.+200.00821 g Sp. poids al  Sp.al.+200.00348 g Dens. acier   Rho ac   8.0 g/cm³ Densité alu   Rho al   2.7 g/cm³ &lt;&lt; Param. ^ v ↓</pre>
10. Quitter la page des paramètres	Softkey <<	<pre>Max 210g d=0.01mg 0% 100% 0.00000g D AIR: RhoA = 1.2000000 kg/m³ (Def) &lt;&lt; Param. Démar.</pre>
11. Démarrer la mesure des poids de référence	Softkey <b>Démar.</b>	<pre>Max 210g d=0.01mg 0% 100% 0.00000g D AIR: Réf.ac 200.00821 g: poser ++ &lt;&lt; Param. Diff.</pre>
12. Déposer le poids de référence en acier	Charger la balance	<pre>Max 210g d=0.01mg 0% 100% + 200.02142g D AIR: Réf.ac: mémoriser ++ &lt;&lt; Param. Diff. Mémor.</pre>
13. Enregistrer le poids de référence en acier	Softkey <b>Mémor.</b>	<pre>Max 210g d=0.01mg 0% 100% + 200.02142g D AIR: Réf.al: enlever ++ &lt;&lt; Param. Diff.</pre>
14. Retirer le poids de référence en acier	Décharger la balance	<pre>Max 210g d=0.01mg 0% 100% 0.00000g D AIR: Réf.al 200.00348 g: poser++ &lt;&lt; Param. Diff.</pre>
15. Déposer le poids de référence en aluminium	Charger la balance	<pre>Max 210g d=0.01mg 0% 100% + 200.01082g D AIR: Réf.al: mémoriser ++ &lt;&lt; Param. Diff. Mémor.</pre>
16. Enregistrer le poids de référence en aluminium	Softkey <b>Mémor.</b>	<pre>Max 210g d=0.01mg 0% 100% + 200.01082g D AIR: Réf.al: enlever ++ &lt;&lt; Param. Diff.</pre>
17. Retirer le poids de référence en aluminium (la densité de l'air calculée est affichée, ici 1,3195259)	Décharger la balance	<pre>Max 210g d=0.01mg 0% 100% 0.00000g D AIR: RhoA = 1.3195259 kg/m³ &lt;&lt; Param. Démar.</pre>
18. Quitter la détermination de la densité atmosphérique	Softkey <<	

# Détermination du diamètre

## Fonction

A l'aide de ce programme d'application, il est possible de déterminer le diamètre de fils de fer ronds et de fils métalliques. Un des domaines d'application est par exemple la détermination du diamètre de filaments boudinés.

Le programme de détermination du diamètre peut être utilisé avec un programme de l'application 2 (contrôle +/-, fonctions réglées par le temps) et de l'application 3, (totalisation, formulation, statistiques).

## Caractéristiques

Entrée et modification des données individuelles après avoir appuyé sur Softkey **Param.** :

- Identificateur 1 **Text.1** (20 caractères max.)
- Identificateur 2 **Text.2** (20 caractères max.)
- Masse volumique de l'échantillon **RhoG** (0,01 à 50,0 g/cm<sup>3</sup> ; réglage d'usine = 8,0 g/cm<sup>3</sup>)
- Longueur de l'échantillon à peser en millimètres (étendue = 0,1 à 99999 mm)
- Nombre de décimales (0-7) pour le résultat du diamètre (réglage d'usine = 3)
- Saisie de la masse volumique et de la longueur de l'échantillon directement à partir du pavé numérique

Les informations suivantes sont affichées sur la ligne de messages après l'activation :

- Désignation de l'article (lorsque la fonction «Mémoire données produit» a été créée)
- Masse volumique de l'échantillon **RhoG**
- Longueur en millimètres **mm**
- Le résultat du diamètre est affiché avec l'identification «mm».
- Initialisation automatique à la mise en marche avec un ensemble de données enregistrées, dans la mesure où des données ont été saisies et qu'une initialisation automatique au démarrage est réglée dans le setup (Setup : Paramètres application : Appl. démar. aut. lors mise marche : En service). Une fois la page de démarrage passée, la détermination du diamètre est immédiatement activée.

- Fonction diverse «Mémoire données produit» : possibilité d'enregistrer jusqu'à 300 articles pour la détermination du diamètre (voir page 122 pour les caractéristiques supplémentaires).
- Fin de la détermination du diamètre avec la touche **CF**.

## Touches de fonction à commandes variables (softkeys)

<b>Démar.</b>	Démarrer la détermination du diamètre
<b>Param.</b>	Commencer la saisie de la masse volumique et de la longueur
<b>RhoG</b>	Saisie de la masse volumique de l'échantillon à peser
<b>l (mm)</b>	Mémorisation de la longueur de l'échantillon
<b>Pesée</b>	Affichage de la valeur de pesée
<b>Diamètr.</b>	Affichage du résultat du diamètre

## Opérations préliminaires

- Mettre la balance sous tension : touche **1/0**.
- > Le logo Sartorius apparaît.
- Régler le programme d'application «Détermination diamètre» dans le Setup : appuyer sur la touche **Setup**.
- Sélectionner Paramètres application : appuyer 2 fois sur la softkey **v**, puis sur la softkey **>**.
- Sélectionner **Application 1 (application de base)** : appuyer sur la softkey **>**.
- Sélectionner **Détermination diamètre** : appuyer plusieurs fois, si nécessaire, sur la softkey **^** ou **v**.
- Confirmer **Détermination diamètre** : appuyer sur la softkey **>**.
- Mémoriser les réglages et quitter le setup : appuyer sur la softkey **<<**.

## Autres fonctions

En plus des fonctions :

- entrée de chiffres/de lettres,
- tarage (pas lors de l'entrée de chiffres/de lettres),
- impression,

il est possible d'accéder aux fonctions suivantes à partir de ce programme d'application :

Calibrage/Ajustage

- Appuyer sur la (softkey) **CAL**.
- > Pour plus de détails, voir le paragraphe «Calibrage, ajustage».

Commutation vers une autre application

- Appuyer sur la touche **0/1**.
- > Pour plus de détails, se reporter au programme d'application correspondant.

Setup (réglage des paramètres)

- Appuyer sur la touche **Setup**.
- > Pour plus de détails, voir le chapitre «Réglages».

Arrêt de la balance

- Appuyer sur la touche **1/0**.
- > La balance s'arrête.

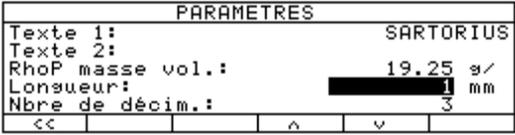
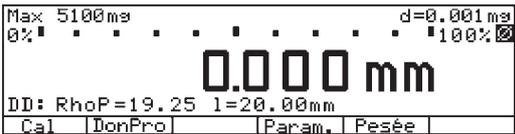
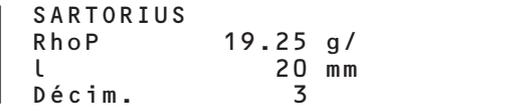
### Exemple

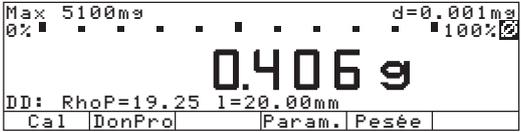
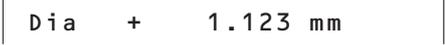
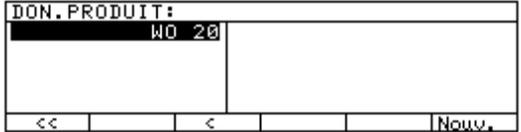
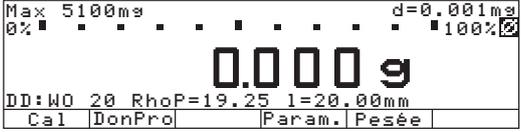
Détermination du diamètre de fils métalliques et de fils de fer (par ex. un filament boudiné).

Réglages (écarts par rapport aux réglages d'usine) :

Setup : Paramètres application : Application 1 : Détermination du diamètre

Setup : Paramètres application : Application : Fonction diverse (F5) : Mémoire données produit

Etape	Appuyer sur la touche (ou opération)	Affichage/Sortie de données
1. Mettre la balance en marche, si nécessaire		
2. Commuter vers l'affichage des paramètres	Softkey <b>Param.</b>	
3. Entrer la désignation pour SOCIETE (ici par ex. Sartorius)	 ... voir aussi page 50	
4. Confirmer la valeur	 , softkey <b>↓</b>	
5. Entre la valeur de la masse volumique du filament boudiné (ici tungstène)	Softkey <b>↓</b> ,      ,	
6. Saisir en millimètres la longueur des fils puis quitter le réglage des paramètres	  , softkey <b>↓</b> , softkey <b>←←</b>	
7. Démarrer la détermination du diamètre	Softkey <b>Démar.</b>	
L'impression peut être mise hors service dans le setup (Setup : Edition : Editions par application : Impression autom. lors initialisation : Hors service)		

Etape	Appuyer sur la touche (ou opération)	Affichage/Sortie de données
8. Poser le fil de tungstène, fermer le paravent	Charger la balance, ☺	
9. Imprimer la valeur de pesée (si nécessaire effectuer d'autres pesées et imprimer)	Ⓜ	
10. Commuter vers l'affichage des données du produit (les données disponibles s'affichent)	Softkey <b>DonPro</b>	
11. Entrer le nom du nouveau groupe de données (ici par ex. WO 20)	ABC ... voir aussi page 50	
12. Mémoriser les paramètres actuels de la détermination du diamètre comme groupe de données	Softkey <b>Nouv.</b>	
13. Confirmer la mémorisation	Softkey <b>Mémor.</b>	
14. Quitter les données du produit, démarrer la détermination du diamètre	Softkey <<, softkey <b>Démar.</b>	

## Fonctions régies par le temps ☐

### Fonction

A l'aide de ce programme d'application, il est possible de déclencher des fonctions de la balance (par ex. impression automatique des valeurs, mémorisation des valeurs dans la mémoire de totalisation) à un moment précis ou après des intervalles de temps définis.

Le programme de fonctions régies par le temps peut être utilisé avec un programme de l'application 1 (par ex. comptage, pesée en pourcentage), de l'application 3 (par ex. totalisation, formulation) et des fonctions diverses.

### Caractéristiques

- Déclenchement des fonctions de la balance
- une fois, à une heure prédéfinie (**Set temps=** est affiché sur la ligne de messages),
- plusieurs fois à intervalles de temps prédéfinis (**Interval.=** est affiché sur la ligne de messages lorsque la fonction n'a pas encore été démarrée et **Répétition act=**, lorsque la fonction a été démarrée).
- Les fonctions pouvant être déclenchées sont
  - le signal acoustique,
  - le maintien de la valeur d'affichage,
  - l'impression automatique des valeurs,
  - la mémorisation des valeurs lors de la totalisation, de la formulation et des statistiques.
- Impression de l'heure en complément de la valeur de pesée.
- Mémorisation de la valeur en fonction de la stabilité de la balance.
- Tarage après impression de la valeur de pesée.
- Interruption de la fonction régie par le temps à l'aide de la touche à commandes variables (softkey).

### Réglage des paramètres en usine

Fonction après intervalle de temps :  
**Impression valeur automatique**

Nouveau démarrage de la fonction automatique : **En service**

Mémorisation de la valeur en fonction de la stabilité : **Sans stabilité**

Impression puis tare : **En service**

### Touches de fonction à commandes variables (softkeys)

**Stop** Interrompre l'application.

**Quit.** Valider la fonction effectuée (par ex. «Geler la valeur de pesée» ou «Bip»).

**Interv** Mémoriser l'intervalle de temps entré pour des fonctions régies par le temps.

**Temps** Mémoriser l'heure entrée pour l'horloge.

**Démar.** Démarrage de la fonction régie par le temps.

### Impression «Fonctions régies par le temps»

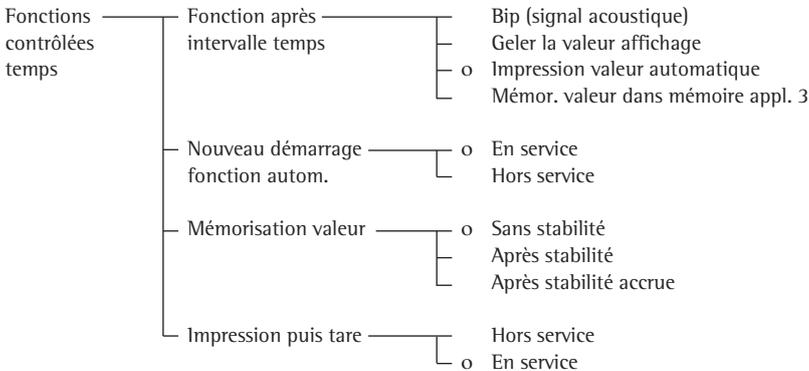
Si «Impression valeur automatique» est sélectionné, l'heure et la valeur de mesure sont imprimées.

Heure : 10:15:00  
N +150.00000 g

Heure de la saisie de la valeur  
N : Poids net

### Opérations préliminaires

- Mettre la balance en marche : touche .
- > Le logo Sartorius apparaît.
- Régler le programme d'application «Fonctions contrôlées temps» dans le setup : appuyer sur la touche .
- Sélectionner **Paramètres application** : appuyer 2 fois sur la softkey , puis sur la softkey .
- Sélectionner **Application 2 (contrôle)** : appuyer sur la softkey  et sur la softkey .
- Sélectionner **Fonctions contrôlées temps** : appuyer sur la softkey  ou sur la softkey .
- Confirmer **Fonctions contrôlées temps** : appuyer sur la softkey .



o = réglage d'usine

voir également le chapitre «Réglages» : «Menu d'application (vue d'ensemble)».

- Mémoriser les réglages et quitter le setup : appuyer sur la softkey  .

### Imprimer des valeurs nettes sans indication de temps

Sélectionner le réglage :

Setup : Edition : Edition par application : Impression auto. lors initialisation :

Hors service

### Autres fonctions

En plus des fonctions :

- entrée de chiffres/de lettres,
- tarage (pas lors de l'entrée de chiffres/de lettres),
- impression,

il est possible d'accéder aux fonctions suivantes à partir de ce programme d'application :

Calibrage/Ajustage

- Appuyer sur la softkey **Cal.**

> Pour plus de détails, voir au paragraphe «Calibrage, ajustage».

Commutation vers une autre application

- Appuyer sur la touche .

> Pour plus de détails, se reporter au programme d'application correspondant.

Setup (réglage des paramètres)

- Appuyer sur la touche .

> Pour plus de détails, voir le chapitre «Réglages».

Arrêt de la balance

- Appuyer sur la touche .

> La balance s'arrête.

> L'affichage disparaît, puis un affichage rétroéclairé de Standby/Off apparaît.

### Exemple

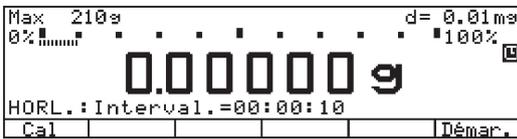
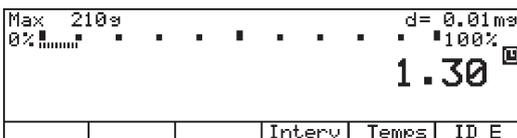
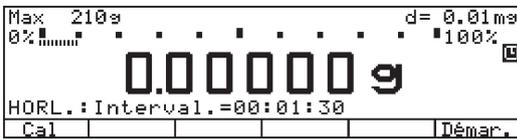
Impression et transfert de la quantité d'évaporation d'une substance échantillon pour une surface, une température et une pression atmosphérique définies dans un intervalle de temps de mesure prédéfini de 1 minute et 30 secondes.

Réglages (écarts par rapport aux réglages d'usine) :

Setup : Paramètres application : Application 2 : Fonctions contrôlées temps

Setup : Fonctions de la balance : Tarage : Sans stabilité

Setup : Edition : Edition par application : Critère de stabilité : Sans stabilité

Etape	Appuyer sur la touche (ou opération)	Affichage/Sortie des données
1. Si nécessaire, mettre la balance en marche et entrer les réglages comme indiqué ci-dessus		
2. Si nécessaire, effacer les anciennes valeurs mémorisées		
3. Déposer le récipient contenant la substance sur la balance et tarer		
4. Entrer l'intervalle de temps de 1 minute et 30 secondes	   	
5. Mémoriser l'intervalle de temps	Softkey <b>Interv</b>	
6. Démarrer l'impression et le transfert (le temps restant est affiché sur la ligne de messages jusqu'à la prochaine impression)	Softkey <b>Démar.</b>	
Impression de la quantité d'évaporation toutes les minutes 30		<pre> HEURE:      15:19:50 N          - 0.37158 g HEURE:      15:21:20 N          - 0.33215 g HEURE:      15:22:50 N          - 0.30187 g HEURE:      15:24:20 N          - 0.40518 g           </pre>
7. Arrêter l'impression et le transfert	Softkey <b>Stop</b>	

## Fonction

A l'aide de ce programme d'application, il est possible de totaliser et d'évaluer sous forme de statistiques des valeurs de pesée et des valeurs calculées.

Pour l'évaluation, il faut calculer :

- la valeur moyenne,
- l'écart-type,
- le coefficient de variation,
- le total des valeurs,
- la plus petite valeur (minimum),
- la plus grande valeur (maximum) et
- la différence entre le minimum et le maximum.

Le programme de statistiques peut être utilisé avec un programme de l'application 1 (par ex. comptage, pesée en pourcentage), de l'application 2 (contrôle +/-, fonctions régies par le temps) et des fonctions diverses.

## Caractéristiques

- Saisie de valeurs de pesée et de valeurs calculées.
- Mémorisation simultanée de valeurs nettes et de valeurs calculées, si disponibles.
- Valeurs de pesée et valeurs calculées soit de l'application 1 (par ex. comptage, pesée en pourcentage) ou de l'application 2 (contrôle +/-, fonctions régies par le temps) ; réglable dans le setup.
- Mémoire de totalisation pour jusqu'à 65535 items.
- Affichage du compteur d'items et, par exemple, du total actuel sur la ligne de messages.
- Tarage de la balance après mémorisation d'un item si le réglage a été effectué dans le setup et si aucune tare prédéfinie n'a été entrée.
- Entrée du nombre de mesures individuelles par l'intermédiaire du clavier numérique et confirmation à l'aide de la touche de fonction à commandes variables (softkey) **nDef** (nombre de mesures de consigne nDef). Impression du résultat et effacement de la mémoire dès que l'on a atteint nDef.
- Addition du total et de la valeur de mesure actuelle, avec la précision de l'affichage, à l'aide de la softkey **M+** et impression de procès-verbal si le réglage a été effectué dans le setup.
- Mémorisation de la valeur de mesure en fonction de la stabilité de la balance comme réglé dans le setup : Fonctions de la balance, Etendue de stabilité.
- Possibilité de mémoriser automatiquement la valeur de mesure. La mémorisation de la valeur de mesure est indiquée à l'aide de  $\rightarrow \leftarrow$ .  $\rightarrow \leftarrow$  indique que la balance peut être chargée.
- Seuil de charge minimale lors de la mémorisation automatique de la valeur de mesure.
- Effacement du dernier item dans la mémoire de totalisation à l'aide de la touche à commandes variables (softkey) **M-**. Le compteur est diminué d'1 item et un procès-verbal est imprimé.
- Affichage d'une fenêtre info à l'aide de la touche à commandes variables (softkey) **MR** : nombre, valeur moyenne, écart-type, coefficient de variation, total, plus petite et plus grande valeur et différence entre la plus petite et la plus grande valeur si le réglage a été effectué dans le setup : évaluation intermédiaire, affichage + impression ou évaluation finale, affichage + impression.
- Dans la fenêtre info, il est possible de sélectionner à l'aide des touches à commandes variables (softkeys)  $\swarrow$ ,  $\searrow$  ( $\square$ ) quelle valeur doit apparaître sur la ligne de messages lors de l'affichage de la valeur de mesure.
- Impression d'un procès-verbal de résultat en fonction de l'application réglée (application 1 ou 2). Contenu du procès-verbal réglable dans le setup (impression du composant).
- Procès-verbal avec la possibilité de l'évaluation intermédiaire après chaque addition ou évaluation finale à l'aide de la touche de fonction à commandes variables (softkey) **MR**.
- Evaluation finale lors de l'interruption des statistiques à l'aide de la touche **CF** si aucune évaluation finale n'a eu lieu auparavant avec la softkey **MR**.
- Effacement de la mémoire de statistiques et remise à zéro du compteur d'items à l'aide de la touche **CF** ou lors de l'impression d'un procès-verbal de résultat si le réglage a été effectué dans le setup.
- Mémorisation assurée contre les coupures de courant des contenus de la mémoire de statistiques et du compteur d'items.
- Poursuite de la saisie après l'arrêt et la mise en marche de la balance.

### Réglage des paramètres en usine

Mémorisation automatique des valeurs :  
**Hors service**

Charge minimale pour mémorisation  
automatique des valeurs :  
**10 incréments affichés**

Source de la valeur pour mémorisation  
automatique de la valeur :  
**Application 1**

Valeur de mémorisation : **Nette**

Type de l'évaluation, fonction MR :  
**Evaluation interm.,  
impression**

Tare après M+/M- :  
**Hors service**

Impression des composants :  
**En service**

Fonctions de la balance : Etendue de  
stabilité : **2 digits**

Edition : Edition par application :  
Impression sur demande puis tare :  
**Hors service**

### Touches de fonction à commandes variables (softkeys)

**M+** Saisie de valeurs de pesée ou  
de valeurs d'application dans  
les valeurs de la mémoire.  
Un item ou un composant  
s'ajoute au compteur à  
chaque pression de touche.

**M-** Effacement du dernier item  
dans la mémoire.  
Le compteur est alors diminué  
d'1 item. Il n'est pas possible  
d'effacer d'autres items en  
actionnant plusieurs fois cette  
touche.

**MR** Impression ou affichage de  
l'évaluation intermédiaire ou  
finale.

**nDef** Mémorisation du nombre de  
composants entré.

### Impression «Statistiques»

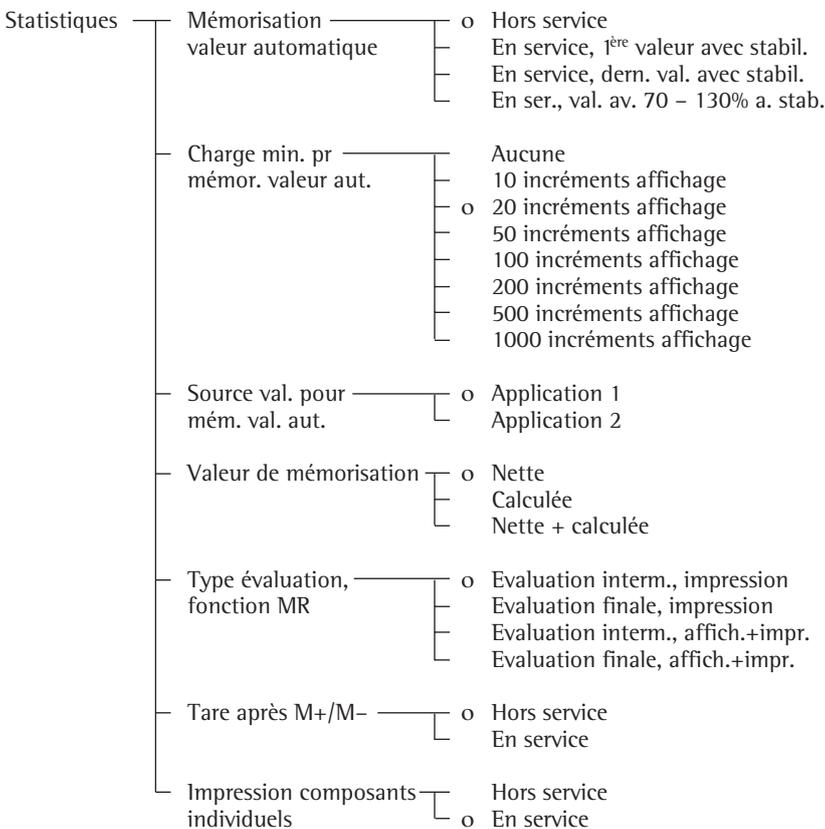
Le compteur d'items ou de composants «n»  
est toujours imprimé avant les valeurs de  
mesure. Lors de l'évaluation inter-  
médiaire ou de l'évaluation finale, les  
résultats de statistiques sont édités.

n		5	
TOTAL	+	151.67321	g
MOYEN.	+	33.0	pcs
s	+	3.2	pcs
srel	+	9.70	%
TOTAL	+	165	pcs
Min	+	29	pcs
Max	+	37	pcs
Diff	+	8	pcs

n :	Compteur d'items
Total :	Total des valeurs
Moyen. :	Valeur moyenne
s :	Ecart-type
srel :	Coefficient de variation
Total :	Total des valeurs
Min :	Minimum
Max :	Maximum
Diff :	Différence entre le maximum et le minimum

### Opérations préliminaires

- Mettre la balance en marche : touche .
- > Le logo Sartorius apparaît.
- Régler le programme d'application «Statistiques» dans le setup : appuyer sur la touche .
- Sélectionner **Paramètres application** : appuyer 2 fois sur la softkey , puis sur la softkey .
- Sélectionner **Application 3 (procès-verbal)** : appuyer 2 fois sur la softkey , puis sur la softkey .
- Sélectionner **Statistiques** : appuyer sur la softkey  ou sur la softkey .
- Confirmer **Statistiques** : appuyer sur la softkey .



o = réglage d'usine

voir également le chapitre «Réglages» : «Menu d'application (vue d'ensemble)».

- Mémoriser les réglages et quitter le setup : appuyer sur la softkey  .

### Autres fonctions

En plus des fonctions :

- entrée de chiffres/de lettres,
- tarage (pas lors de l'entrée de chiffres/de lettres),
- impression,

il est possible d'accéder aux fonctions suivantes à partir de ce programme d'application :

#### Calibrage/Ajustage

- Appuyer sur la softkey **Cal**.
- > Pour plus de détails, voir au paragraphe «Calibrage, ajustage».

Commutation vers une autre application

- Appuyer sur la touche .
- > Pour plus de détails, se reporter au programme d'application correspondant.

Setup (réglage des paramètres)

- Appuyer sur la touche .
- > Pour plus de détails, voir le chapitre «Réglages».

Arrêt de la balance

- Appuyer sur la touche .
- > La balance s'arrête.
- > L'affichage disparaît, puis un affichage rétroéclairé de Standby/Off apparaît.

**Exemple : pesée d'animaux avec statistiques (calcul de la valeur moyenne)**

Le poids de 7 petits animaux doit être déterminé, évalué sous forme de statistiques et imprimé.

Réglages (écarts par rapport aux réglages d'usine) :

Setup : Paramètres application : Application 1 : Pesée animaux : Impression : Hors service

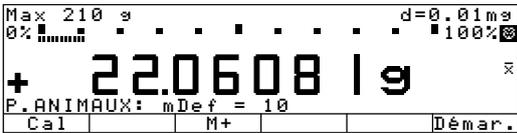
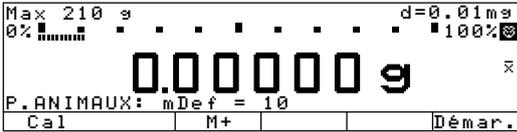
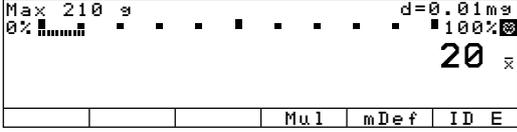
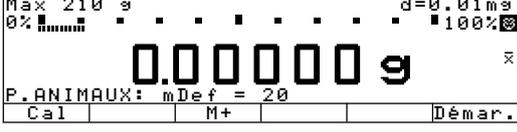
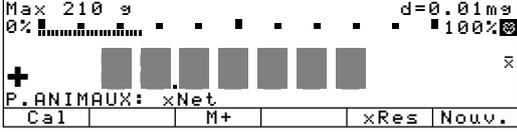
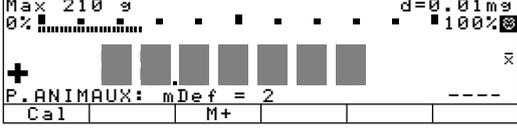
Setup : Paramètres application : Application 3 : Statistiques : Mémorisation valeur automatique : En service, 1<sup>ère</sup> valeur avec stabil.

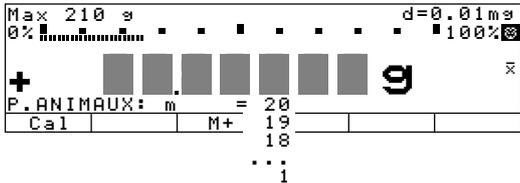
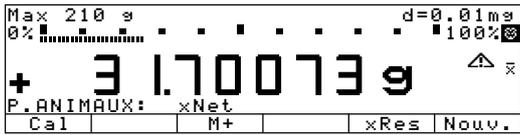
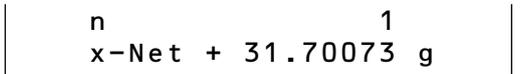
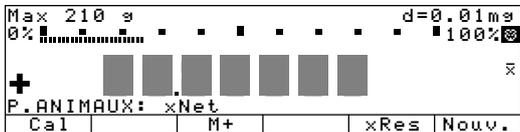
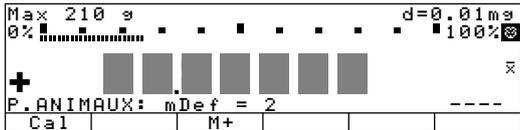
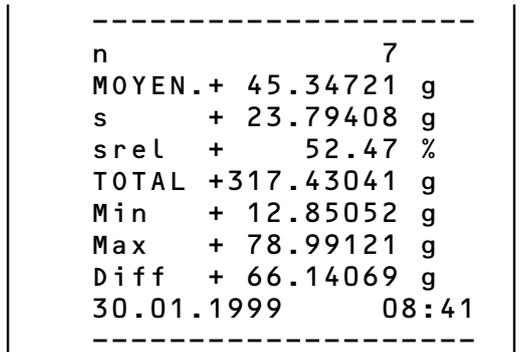
Setup : Paramètres application : Application 3 : Statistiques : Charge min. pr mémor. valeur aut. : 100 incréments affichage

Setup : Paramètres application : Application 3 : Statistiques : Valeur de mémorisation : Calculée

Setup : Paramètres application : Application 3 : Statistiques : Type évaluation, fonction MR : Evaluation interm., affich.+impr.

Setup : Paramètres application : Fonct. divers. (F4) : Mémor. man. ds mémoire appl.3 (M+)

Etape	Appuyer sur la touche (ou opération)	Affichage/Sortie des données
1. Prendre un récipient	Poser le récipient vide sur la balance	 <p>Max 210 g d=0.01mg 0% 100% + 22.06081g P.ANIMAUX: mDef = 10 Cal M+ Démar.</p>
2. Tarer	Tare	 <p>Max 210 g d=0.01mg 0% 100% 0.00000g P.ANIMAUX: mDef = 10 Cal M+ Démar.</p>
3. Entrer le nombre de mesures pour le calcul de la valeur moyenne	2 0	 <p>Max 210 g d=0.01mg 0% 100% 20 Mul mDef IDE</p>
4. Mémoriser le nombre de mesures	Softkey mDef	 <p>Max 210 g d=0.01mg 0% 100% 0.00000g P.ANIMAUX: mDef = 20 Cal M+ Démar.</p>
5. Peser le premier animal	Mettre le premier animal dans la cage	<p>La valeur de pesée varie en raison de l'activité de l'animal</p>  <p>Max 210 g d=0.01mg 0% 100% + [fluctuating bars] P.ANIMAUX: xNet Cal M+ xRes Nouv.</p>
6. Démarrer la pesée d'animaux automatique	Softkey Démar.	 <p>Max 210 g d=0.01mg 0% 100% + [fluctuating bars] P.ANIMAUX: mDef = 2 Cal M+ ----</p>

Etape	Appuyer sur la touche (ou opération)	Affichage/Sortie des données
<p>La balance effectue d'abord 3 mesures afin de déterminer si le critère pour un animal calme est rempli et retarde ainsi le début de la pesée d'animaux.</p>	<p>Lorsque le critère est rempli, la série de mesures commence</p>	
<p>Après 20 mesures (n : numéro de la mesure en cours, x-Net : valeur moyenne arithm., valeur nette)</p>		
<p>7. Mémoriser le résultat de mesure et activer la mémorisation automatique par pression de touche (aucune mémorisation automatique n'a encore lieu à ce moment-là *)</p>	<p>Softkey M+</p>	
<p>8. Décharger la balance</p>	<p>Retirer l'animal de la cage</p>	
<p>9. Peser les 7 animaux</p>	<p>Mettre chaque animal séparément dans la cage</p>	
<p>La mesure suivante démarre automatiquement ; le résultat de pesée est mémorisé automatiquement dans les statistiques.</p>		
<p>10. Affichage du résultat et impression</p>	<p>Softkey MR</p>	
<p>* Lorsque la mémoire des statistiques est effacée, la mémorisation de la première valeur de mesure doit être déclenchée à l'aide de la softkey M+. Toutes les autres valeurs de mesure de la série de statistiques sont ensuite mémorisées automatiquement.</p>		

# Fonctions diverses

## Deuxième mémoire de tare (Tare prédéfinie)

### Fonction

A l'aide de cette fonction, il est possible de mémoriser une valeur de poids sous la forme d'une compensation de tare ou d'entrer une valeur numérique sous la forme d'une valeur de tare prédéfinie.

La fonction de deuxième mémoire de tare peut être utilisée avec un programme de l'application 1 (par ex. comptage, pesée en pourcentage), de l'application 2 (contrôle +/-, fonctions régies par le temps), de l'application 3 (totalisation, formulation, statistiques) et des fonctions diverses.

### Caractéristiques

- Mémorisation d'une valeur de poids dans la deuxième mémoire de tare (sans entrée préalable sur le bloc numérique).
- Mémorisation d'une valeur numérique dans la deuxième mémoire de tare (avec entrée préalable sur le bloc numérique).
- Identification de la valeur nette avec **NET 1** lorsque la deuxième mémoire de tare est occupée.
- La fonction peut être affectée à la quatrième ou à la cinquième touche à commandes variables (softkey) en partant de la droite (F4 ou F5). l'inscription de la softkey est : **PT1/T1**
- La fonction de tare du récipient peut être activée par l'intermédiaire du setup. Les valeurs de poids suivantes sont (après décharge préalable) automatiquement affichées comme poids de récipient si elles sont supérieures à 70% de la tare du récipient et tarées.
- Impression automatique lors de la mémorisation ou de l'entrée (voir le chapitre «Réglages»).
- La valeur de tare (prédéfinie) peut être effacée à l'aide de la touche **CF**.

### Réglage des paramètres en usine

Poids de tare récipient : **Non**

Impression automatique :  
**Hors service**

### Touches de fonction à commandes variables (softkeys)

**PT1/T1** Mémoriser une valeur de poids comme valeur de tare.

**PT1** Mémoriser une valeur du pavé numérique entrée comme valeur de tare.

### Impression «2<sup>ème</sup> mémoire de tare»

Il est possible d'imprimer soit :

- la valeur nette **N1**, ou
- le poids de tare **T1**, ou
- la valeur de tare **PT1** entrée par l'intermédiaire du bloc numérique.

<b>N1</b>	<b>63.48253 g</b>
<b>T1</b>	<b>138.73234 g</b>
<b>PT1</b>	<b>150.00000 g</b>

**N1** : Valeur nette avec mémoire de tare occupée

**T1** : Valeur de poids de tare

**PT1** : Valeur de tare entrée avec bloc numérique

### Opérations préliminaires

- Mettre la balance en marche : touche **UO**.

> Le logo Sartorius apparaît.

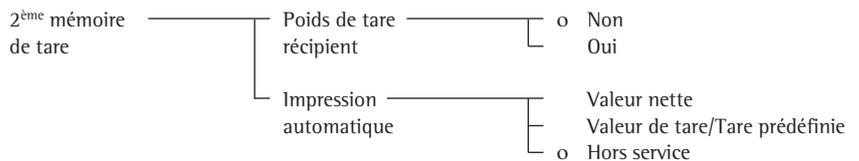
- Régler «Fonction diverse (F4)» ou «Fonction diverse (F5)» dans le setup : appuyer sur la touche **Setup**.

- Sélectionner **Paramètres application** : appuyer 2 fois sur la softkey **↵**, puis sur la softkey **➤**.

- Sélectionner **Fonct. divers. (F4)** ou **Fonct. divers. (F5)** : appuyer 3 fois (ou 4 fois) sur la softkey **↵**, puis sur la softkey **➤**.

- Sélectionner **2<sup>ème</sup> mémoire de tare**.

- Confirmer **2<sup>ème</sup> mémoire de tare**.



o = réglage d'usine

voir également le chapitre «Réglages» : «Menu d'application (vue d'ensemble)».

- Mémoriser les réglages et quitter le setup : appuyer sur la softkey **◀◀**.

### Deuxième mémoire de tare en usage réglementé

- Information sur la valeur de tare par entrée sur le bloc numérique avec la softkey **(i)PT1**.

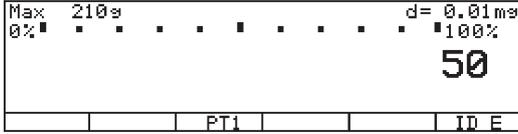
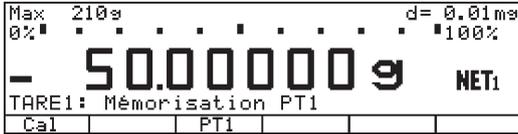
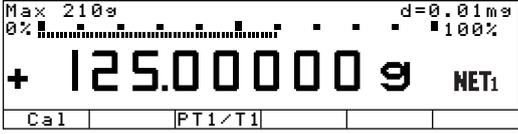
- La valeur de tare PT1 est imprimée pour la valeur nette.

**Exemple**

Calculer le poids du contenu de bouteilles : le poids des bouteilles est de 100 g.

Réglages (écarts par rapport aux réglages d'usine) :

Setup : Paramètres application : Fonct. divers. (F4) : 2<sup>ème</sup> mémoire de tare : Impression automatique : Valeur de tare/Tare prédéfinie

Etape	Appuyer sur la touche (ou opération)	Affichage/Sortie des données
1. Si nécessaire, mettre la balance en marche et entrer les réglages comme indiqué ci-dessus		
2. Entrer le poids de la bouteille (ici par ex. 50 g)	 	
3. Mémoriser la valeur de tare	Softkey P T 1	 
4. Déterminer le poids du contenu de la bouteille (ici par ex. contenu = 125 g)	Poser la bouteille remplie sur la balance	

# Identification individuelle (ID identificateur)

## Fonction

A l'aide de cette fonction, il est possible de mémoriser des identifications en vue de la saisie de valeurs de mesure et de les imprimer.

La fonction d'identification individuelle peut être utilisée avec un programme de l'application 1 (par ex. comptage, pesée en pourcentage), de l'application 2 (contrôle +/-, fonctions régies par le temps), de l'application 3 (totalisation, formulation, statistiques) et les fonctions diverses.

## Caractéristiques

- Il est possible de mémoriser, de modifier et d'effacer séparément jusqu'à 4 identificateurs.
- Chaque identificateur a un nom et une valeur. Tous deux peuvent être entrés par l'opérateur.
- Les noms pour les identificateurs sont entrés dans le Setup : Edition : Identificateur
- Un maximum de 20 caractères peut être entré pour le nom de l'identificateur. Lors de l'entrée ultérieure de la valeur de l'identificateur, 15 caractères au maximum apparaissent à l'affichage.
- Les valeurs pour les identificateurs sont entrées lorsque le programme d'application est activé après avoir commuté à l'aide de la softkey **ID**.
- Un maximum de 20 caractères peut être entré pour la valeur de l'identificateur.
- Une des quatre valeurs d'identificateur est également accessible directement par entrée sur le bloc numérique. Les trois autres sont accessibles uniquement après commutation vers l'affichage de l'identificateur à l'aide de la touche à commandes variables (softkey) **ID**.
- La fonction peut être affectée à la quatrième ou à la cinquième touche à commandes variables (softkey) en partant de la droite (F4 ou F5).
- Les identificateurs sont imprimés en fonction du réglage effectué dans le setup (voir le paragraphe «Opérations préliminaires»).
- Chaque identificateur peut être placé une seule fois à la place que l'on veut dans la liste de procès-verbal individuel et de procès-verbal de totalisation.
- Le nom est imprimé justifié à gauche, la valeur justifiée à droite. Si le nom et la valeur sont trop longs pour une ligne d'impression, l'impression s'effectue sur deux lignes.
- Chaque caractère d'une valeur d'identificateur peut être effacé individuellement à l'aide de la touche **CF** si le réglage a été effectué dans le setup : Paramètres de l'appareil : Clavier : Fonction CF lors entrée : Efface le dernier caractère.
- Les identificateurs peuvent être effacés à l'aide de la touche à commandes variables (softkey) **Efface**.

## Réglage d'usine des noms d'identificateur

ID1 : **ID1**  
ID2 : **ID2**  
ID3 : **ID3**  
ID4 : **ID4**

## Réglage des valeurs d'identificateur en usine

Aucune valeur n'est réglée.

## Réglage des paramètres en usine

Impression :  
Avec chaque pression  
touche Print

## Touches de fonction à commandes variables (softkeys)

**ID** Commuter vers le menu  
«Identification individuelle  
(identificateur)».

**Efface** Effacer la valeur de l'identificateur sélectionnée.

## Impression «Identificateur»

Jusqu'à 4 identificateurs (mémorisés) sont imprimés.

<b>ID1</b>	<b>NO. LOT 1234</b>
<b>ID2</b>	<b>Duracier SARL</b>
<b>ID3</b>	<b>VIS M4x6</b>
<b>ID4</b>	<b>M. Martin</b>

ID1 : Identification 1 (identificateur 1)  
ID2 : Identification 2 (identificateur 2)  
ID3 : Identification 3 (identificateur 3)  
ID4 : Identification 4 (identificateur 4)

### Opérations préliminaires

- Mettre la balance en marche : touche .
- > Le logo Sartorius apparaît.
- Régler «Fonction diverse (F4)» ou «Fonction diverse (F5)» dans le setup : appuyer sur la touche .
- Sélectionner **Paramètres application** : appuyer 2 fois sur la softkey , puis sur la softkey .
- Sélectionner **Fonct. divers. (F4)** ou **Fonct. divers. (F5)** : appuyer 3 fois (ou 4 fois) sur la softkey , puis sur la softkey .
- Sélectionner **Identificateur**.
- Confirmer **Identificateur**.

Identificateur — Impression —

- Automatique après entrée
- 1\* avec touche Print après entrée
- o Avec chaque pression touche Print
- 1\* avec M+ (mémoire appl. 3)

o = réglage d'usine

voir également le chapitre «Réglages» : «Menu d'application (vue d'ensemble)».

- Appuyer 4 fois sur la softkey .
- Entrer le nom de l'identificateur : sélectionner Edition : appuyer sur la softkey , puis sur la softkey .
- Sélectionner Identificateur : appuyer 5 fois sur la softkey , puis sur la softkey .
- **ID1** : sélectionner.
- Entrer le nom pour **ID1** et confirmer : appuyer sur les touches du bloc numérique, appuyer sur les softkeys pour les lettres.
- Si nécessaire, entrer des noms pour **ID2**, **ID3** et **ID4**.
- Mémoriser les réglages et quitter le setup : appuyer sur la softkey  .

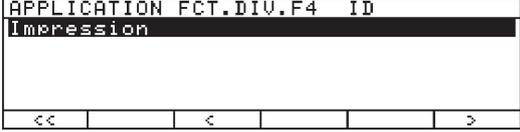
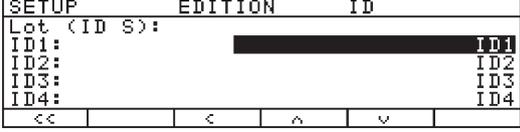
### Exemple

Voir page suivante.

### Exemple

Des procès-verbaux d'impression doivent porter l'adresse de la société ainsi que le numéro de lot auquel ils appartiennent. Chaque ligne d'identificateur doit commencer par la signification de la ligne (nom d'identificateur). Cette identification doit être éditée dans le procès-verbal pour chaque valeur nette.

Réglages (écarts par rapport aux réglages d'usine) :  
 Setup : Paramètres application : Fonct. divers.(F4) : Identificateur  
 Setup : Entrée : ID1 : Société  
 Setup : Entrée : ID2 : Ville  
 Setup : Entrée : ID3 : Rue  
 Setup : Entrée : ID4 : Lot

Etape	Appuyer sur la touche (ou opération)	Affichage/Sortie des données
1. Si nécessaire, mettre la balance en marche		
2. Sélectionner Fonction diverse (F4) dans le setup	 Appuyer 2 fois sur la softkey $\downarrow$ , puis sur la softkey $\rightarrow$ Appuyer 3 fois sur la softkey $\downarrow$ , puis sur la softkey $\rightarrow$	
3. Sélectionner Identificateur	Si nécessaire, appuyer plusieurs fois sur la softkey $\downarrow$ ou $\uparrow$	
4. Confirmer Identificateur et ensuite quitter Fonction diverse (F4)	Softkey $\rightarrow$ Appuyer 3 fois sur la softkey $\leftarrow$	
5. Sélectionner Identificateur ID1 (Edition : Identificateur)	Softkey $\downarrow$ , softkey $\rightarrow$ 5 fois sur la softkey $\downarrow$ , softkey $\rightarrow$ , softkey $\downarrow$	
6. Entrer le nom pour ID1 (ici : SOCIETE) et confirmer	 ... voir également page 50  , softkey $\downarrow$	

Etape	Appuyer sur la touche (ou opération)	Affichage/Sortie des données
7. Répéter les étapes 6 et 7 : ID2 : VILLE ID3 : RUE ID4 : LOT		<pre> SETUP          DRUCKAUSG.  IDENTIFIC. Lot &lt;C-ID&gt;: ID1:                               SOCIETE ID2:                               VILLE ID3:                               RUE ID4:                               LOT &lt;&lt;  &lt;  ^ </pre>
8. Quitter le setup et sélectionner l'entrée pour la valeur de l'identificateur	Softkey << Softkey ID	<pre> IDENTIFIC.: SOCIETE VILLE RUE LOT &lt;&lt;  Efface  v  ↓ </pre>
9. Entrer la désignation pour SOCIETE (ici par ex. Sartorius)	(ABC) ... voir également page 50	<pre> IDENTIFIC.: SOCIETE          SARTORIUS VILLE RUE LOT &lt;&lt;  Efface  v  ↓ </pre>
10. Confirmer l'entrée	(ABC), Softkey ↓	<pre> IDENTIFIC.: SOCIETE          SARTORIUS VILLE RUE LOT &lt;&lt;  Efface  ^  v  ↓ </pre>
11. Répéter les étapes 10 et 11 pour VILLE : GOETTINGEN RUE : WEENDER LANDSTRASSE LOT : 15		<pre> IDENTIFIC.: SOCIETE          SARTORIUS VILLE          GOETTINGEN RUE             WEENDER LANDSTRASSE LOT             15 &lt;&lt;  Efface  ^  v  ↓ </pre>
12. Déposer le premier échantillon (ici par ex. avec 110,53214 g)	Charger la balance	<pre> Max 210 g          d=0.01mg 0% ██████████ 100% + 110.53214 g Cal  ID </pre>
13. Imprimer la valeur de pesée (si nécessaire, effectuer d'autres pesées et imprimer)	(P)	<pre> SOCIETE          SARTORIUS VILLE          GOETTINGEN RUE WEENDER LANDSTRASSE LOT             15 N               +110.53214 g </pre>
14. Lorsque les pesées sont terminées, effacer les identificateurs séparément ou désactiver les identificateurs Setup : Paramètres application : Fonct. divers. (F4/F5) : Hors service	Softkey ID Appuyer 4 fois sur la softkey Efface	<pre> IDENTIFIC.: SOCIETE          SARTORIUS VILLE          GOETTINGEN RUE             WEENDER LANDSTRASSE LOT             15 &lt;&lt;  Efface  v  ↓ </pre>

# Mémorisation manuelle M+

## Fonction

A l'aide de cette fonction, il est possible de mémoriser dans l'application 3 (totalisation, formulation, statistiques) des valeurs de mesure et des résultats directement à partir de l'application 1 (par ex. comptage, pesée en pourcentage) ou de l'application 2 (contrôle +/-, fonctions régies par le temps).

## Caractéristiques

- La fonction peut être affectée à la quatrième ou à la cinquième touche à commandes variables (softkey) en partant de la droite (F4 ou F5). L'inscription de la softkey est : **M+**.
- Un programme de l'application 3 (totalisation, formulation, statistiques) doit être activé afin de pouvoir ensuite afficher et imprimer le résultat.

## Réglage des paramètres en usine

Aucun paramètre ne peut être réglé.

## Opérations préliminaires

- Mettre la balance en marche : touche .
- > Le logo Sartorius apparaît.
- Régler «Fonction diverse (F4)» ou «Fonction diverse (F5)» dans le setup : appuyer sur la touche .
- Sélectionner **Paramètres application** : appuyer 2 fois sur la softkey , puis sur la softkey .
- Sélectionner **Fonct. divers. (F4)** ou **Fonct. divers. (F5)** : appuyer 3 fois (ou 4 fois) sur la softkey , puis sur la softkey .
- Sélectionner **Mémor. man. ds mémoire appl.3 (M+)**.
- Confirmer **Mémor. man. ds mémoire appl.3 (M+)**. voir également le chapitre «Réglages» : «Menu d'application (vue d'ensemble)».
- Mémoriser le réglage et quitter le setup : appuyer sur la softkey .

# Changement de résolution

## Fonction

Modifier la résolution du résultat de pesée. Cela permet une pesée plus rapide avec une résolution réduite.

## Caractéristiques

- Afficher les valeurs de poids avec une résolution réduite.
- Lorsque cette fonction est sélectionnée, l'affichage indique comme d'habitude, par ex., «... d=0.01 mg». Pour commuter dans l'étendue à 4 digits : appuyer sur la touche **d\*10**. Sur la ligne métrologique de l'afficheur, on commute alors sur «... d=0.1 mg» et la touche de fonction à commandes variables reçoit l'inscription **d/10**.
- En général, la balance est mise à zéro à chaque changement du nombre de décimales. Ainsi, à chaque changement, le tarage s'effectue précisément conformément aux directives de métrologie légale.
- Cette fonction peut être affectée à la quatrième ou à la cinquième touche de fonctions à commande variables (à partir de la droite) (F4 ou F5).  
Inscription de la touche de fonction à commandes variables :
  - pendant la résolution normale :  
**d\*10**
  - pendant la résolution réduite :  
**d/10**
- Si la balance est chargée, l'affichage ne peut pas être mis à zéro. Le message d'erreur **ERR 00 <> étendue zéro** apparaît.

## Réglage d'usine des paramètres

Aucun paramètre ne peut être réglé.

## Opérations préliminaires

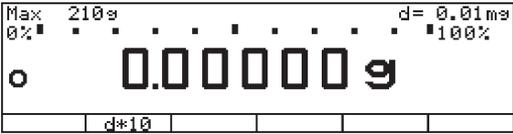
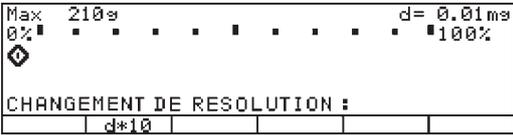
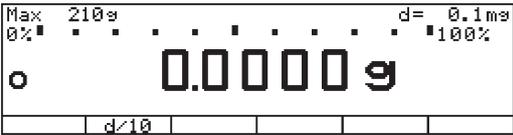
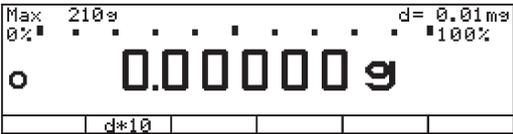
- Mettre la balance en marche : touche **100**.
- > Le logo Sartorius apparaît.
- Régler «Fonction diverse (F4) «ou» Fonction diverse (F5)» dans le setup : appuyer sur la touche **Setup**.
- Sélectionner **Paramètres application** : appuyer deux fois sur la softkey **v**, puis sur la softkey **>**.
- Sélectionner **Fonction diverse (F4)** ou **Fonction diverse (F5)** : appuyer plusieurs fois sur la softkey **v**, puis sur la softkey **>**.
- Sélectionner **Changement de résolution**.
- Confirmer **Changement de résolution**.  
Voir également le chapitre «Réglages» : «Paramètres d'application (vue d'ensemble)».
- Mémoriser le réglage et quitter le setup : appuyer sur la softkey **<<**.

### Exemple

Détermination rapide du poids de quelques échantillons consécutifs avec résolution réduite

Réglages (écart par rapport au réglage en usine) :

Setup : Paramètres application : Fonction diverse (F5) : Changement de résolution

Etape	Appuyer sur la touche (ou opération)	Affichage/Sortie des données
1. Mettre la balance en marche, si nécessaire, et entrer les réglages indiqués ci-dessus		
2. Décharger la balance et tarer		
3. Réduire la résolution (ici : 0,1 mg)	Softkey $d \cdot 10$	
Affichage pendant le changement de résolution :		
		
Après, la résolution réduite s'affiche		
		
3. Réduire la résolution (ici : 0,1 mg)	Softkey $d \cdot 10$	
		
4. Déterminer le poids de l'échantillon (exemple)	Poser l'échantillon	
et le cas échéant, peser d'autres échantillons		
5. Pour revenir à la résolution normale :		
le cas échéant, décharger la balance et tarer		
6. Changer la résolution (ici : 0,01 mg)	Softkey $d \div 10$	
		

# Mémoire des données de produits

## Fonction

A l'aide de cette fonction, il est possible de mémoriser, de protéger et de charger des données d'initialisation et des données de l'utilisateur.

Cette fonction peut être utilisée avec un programme de l'application 1 (par ex. comptage, pesée en pourcentage), de l'application 2 (contrôle +/-, fonctions régies par le temps) et des fonctions diverses F4 et F5 (identificateur, deuxième mémoire de tare).

## Caractéristiques

- Au maximum 300 groupes de données peuvent être mémorisés.
- Les groupes de données peuvent être créés, surinscrits et effacés séparément.
- Affichage des groupes de données à l'aide de la touche à commandes variables (softkey) **DonPro**.
- Le nom de chaque groupe de données peut être entré par l'opérateur de manière alphanumérique par l'intermédiaire du bloc numérique (au maximum 15 caractères pour chaque nom). Ainsi l'endroit souhaité est affiché dans la mémoire de données.
- Les données de produit de l'identificateur peuvent être chargées avec la softkey F4/F5 sans que l'identificateur soit activé.
- Lors de l'entrée du nom pour le groupe de données, il est possible, à l'aide de la touche **CF**, d'effacer le caractère entré en dernier si le réglage a été effectué dans le setup : Paramètres de l'appareil : Clavier : Fonction CF lors entrée : Efface le dernier caractère.

- Les groupes de données sont affichés par ordre alphabétique.
- Les données d'initialisation réglées dans le programme d'application (par ex. wRef, nRef) sont saisies lors de la mémorisation. Avec plusieurs applications et fonctions diverses actives, une sélection avant la mémorisation permet de choisir les données d'initialisation souhaitées.
- Il est possible de rechercher et d'afficher un groupe de données particulier par entrée sur le clavier alphanumérique.
- La fonction peut être affectée à la quatrième ou à la cinquième touche de fonction à commandes variables (softkey) en partant de la droite (F4 ou F5).
- Les messages d'erreur sont affichés sur la ligne de messages sous la forme d'un texte facile à comprendre.
- Les groupes de données peuvent être effacés à l'aide de la touche à commandes variables (softkey) **Efface**.

Accumulateur pour la mémorisation des données :

La mémorisation des données a lieu dans une mémoire tampon. Lorsque la balance est débranchée du secteur, les données enregistrées restent mémorisées pendant environ trois mois. En mode veille, les données restent mémorisées grâce à l'alimentation en courant.

## Réglage des paramètres en usine

Aucun paramètre ne peut être réglé.

## Touches de fonction à commandes variables (softkeys)

**DonPro** Commuter vers l'affichage des données de base.

**Efface** Effacer le groupe de données sélectionné.

**Charç.** Remplacer les données d'initialisation de l'application actuelle par les données du groupe de données sélectionné.

**Modif.** Modifier les données du groupe de données mémorisé.

**Nouv.** Créer un nouveau groupe de données après entrée du nom du nouveau groupe de données et éventuellement sélectionner l'application.

**Mémor.** Mémoriser les données d'initialisation de l'application sélectionnée sous le nom sélectionné du groupe de données. Si des données existent déjà pour le groupe de données sélectionné, un message à l'affichage demande si ces données doivent être surinscrites.

**Non** Demande de sécurité : avec Non, le processus d'effacement ou de surinscription démarré est interrompu.

**Oui** Demande de sécurité : avec Oui, le processus d'effacement ou de surinscription démarré est effectué.

## Opérations préliminaires

- Mettre la balance en marche : touche **1/0**.

> Le logo Sartorius apparaît.

- Régler «Fonction diverse (F4)» ou «Fonction diverse (F5)» dans le setup : appuyer sur la touche **Setup**.

- Sélectionner **Paramètres application** : appuyer 2 fois sur la softkey **↵**, puis sur la softkey **➤**.

- Sélectionner **Fonct. divers. (F4)** ou **Fonct. divers. (F5)** : appuyer 3 fois (ou 4 fois) sur la softkey **↵**, puis sur la softkey **➤**.

- Sélectionner **Mémoire données produit**.

- Confirmer **Mémoire données produit**.

voir également le chapitre «Réglages» : «Menu d'application (vue d'ensemble)».

- Mémoriser le réglage et quitter le setup : appuyer sur la softkey **◀◀**.

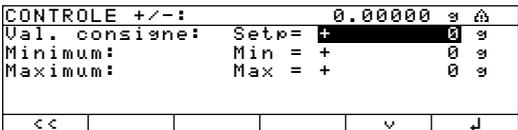
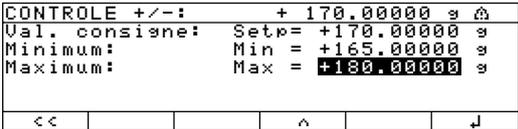
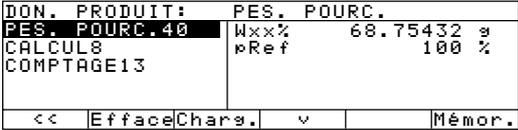
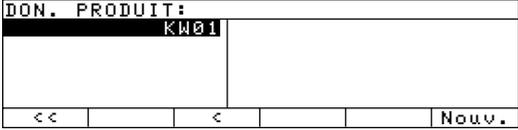
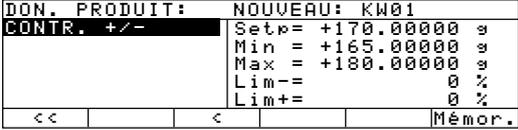
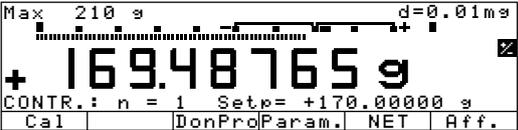
### Exemple

Créer un nouveau groupe de données de produit pour les paramètres d'initialisation lors du contrôle +/- :  
valeur de consigne, minimum, maximum.

Réglages (écarts par rapport aux réglages d'usine) :

Setup : Paramètres application : Fonct. divers. (F4) : Mémoire données produit

Setup : Paramètres application : Application 2 : Contrôle +/-

Etape	Appuyer sur la touche (ou opération)	Affichage/Sortie des données
1. Si nécessaire, mettre la balance en marche et entrer les réglages indiqués ci-dessus		
2. Dans l'application Contrôle +/-, commuter sur l'entrée de la valeur de consigne, du minimum et du maximum	Softkey <b>Param.</b>	
3. Entrer la valeur de consigne 170 g, le minimum 165 g et le maximum 180 g	voir l'exemple dans le chapitre «Contrôle +/-», étapes 5 à 9	
4. Commuter sur l'affichage des données de produits (des groupes disponibles sont affichés, ici par ex. 3 groupes de données sont déjà disponibles)	Softkey <b>DonPro</b>	
5. Entrer le nom du nouveau groupe de données (ici par ex. KW01)	 Softkey <b>GHIJKL</b> , softkey <b>K</b> Softkey <b>STUVWX</b> , softkey <b>W</b>  	
6. Mémoriser les paramètres actuels du contrôle +/- comme groupe de données	Softkey <b>Nouv.</b>	
7. Confirmer la mémorisation	Softkey <b>Mémor.</b>	
8. Quitter l'affichage des données de produit	Softkey <b>&lt;&lt;</b>	

# Fonction SQmin

## Fonction

Afficher la pesée minimum autorisée «SQmin» (Sample Quantity Minimum) conformément à l'United States Pharmacopeia (USP). Conformément à la directive USP, une incertitude de mesure de 0,1% par rapport à la pesée ne doit pas être dépassée lors du pesage très précis de substances pour les déterminations de volume. Cette fonction garantit que les résultats de pesée se trouvent à l'intérieur de tolérances définies conformément aux normes de votre système d'assurance de la qualité.

## Caractéristiques

Le technicien du service après-vente déterminera sur place la pesée minimum nécessaire à partir des normes de votre système d'assurance de la qualité et chargera la valeur dans la balance. Ces réglages ne peuvent pas être modifiés par l'utilisateur.

Une fois la programmation terminée, le technicien du service après-vente prépare un certificat «Test de balance conformément à l'USP» sur lequel il note les mesures ainsi que la pesée minimum pour la pesée. Si vous utilisez la fonction SQmin, il est garanti que les résultats de pesée correspondent aux spécifications du certificat et, ainsi, aux directives USP.

## Opérations préliminaires

- Mettre la balance en marche : touche .
- > Le logo Sartorius apparaît.
- Sélectionner «Fonction diverse (F4)» ou «Fonction diverse (F5)» dans le setup : appuyer sur la touche .
- Sélectionner **Application paramètres** : appuyer deux fois sur la softkey , puis sur la softkey .
- Sélectionner **Fonction diverse (F4)** ou **Fonction diverse (F5)** : appuyer plusieurs fois sur la softkey , puis sur la softkey .
- Sélectionner **SQmin**.
- Confirmer **SQmin**.



o = réglage d'usine

Voir également le chapitre «Réglages» : «Paramètres d'application (vue d'ensemble)».

- Mémoriser le réglage et quitter le setup : appuyer sur la softkey .

- Affichage de la pesée minimum : La valeur est affichée sur la ligne de messages pendant 4 secondes après que vous avez appuyé sur la softkey «SQmin» ou la valeur est représentée en permanence à la place du bargraphe.
- Cette fonction peut être affectée à la quatrième ou à la cinquième touche de fonction à commandes variables (à partir de la droite) (F4 ou F5). Inscription de la touche de fonction à commandes variables : **SQmin**.
- Si la pesée minimum n'a pas été atteinte : La softkey SQmin clignote et est affichée en vidéo inverse. A l'impression, les valeurs de pesée sont identifiées par un astérisque (\*).
- En-tête de procès-verbal BPL : la pesée minimum «SQmin» entrée peut être imprimée en plus.
- La fonction SQmin ne peut être effectuée qu'avec la résolution de base la plus élevée de la balance.

## Réglage d'usine des paramètres

Affichage : **Affichage du texte**

Impression dans l'en-tête BPL : **Hors service**

**Exemple**

Déterminer les valeurs de pesée avec contrôle de la pesée minimum (ici SQmin : 30 mg)

Réglages (écart par rapport au réglage en usine) :

Setup : Application paramètres : Fonction diverse (F4) : SQmin

Etape	Appuyer sur la touche (ou opération)	Affichage/Sortie des données
1. Mettre la balance en marche, si nécessaire, et entrer les réglages indiqués ci-dessus		
2. Poser le récipient sur la balance pour y mettre l'échantillon et tarer		
3. Mesurer le poids d'un échantillon (ici : la pesée minimum n'a pas été atteinte)	Poser l'échantillon	
4. Imprimer la valeur de pesée		*N + 0.02510 g
5. Mesurer le poids d'un autre échantillon (ici : la pesée minimum a été dépassée)	Poser l'échantillon	
6. Imprimer la valeur de pesée		N + 16.38086 g
7. Afficher la valeur de la pesée minimum pendant 4 secondes	Softkey SQmin	
8. Le cas échéant, mesurer d'autres échantillons		

# Incertitude de mesure DKD

## Fonction

Affichage de l'incertitude de mesure dynamique conforme aux données inscrites dans le certificat de calibrage DKD.

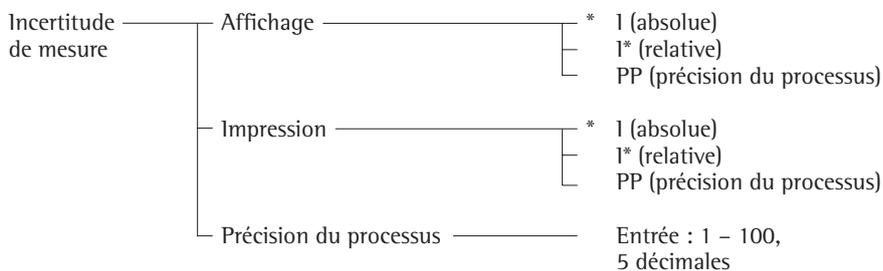
## Caractéristiques

Après préparation par le service après-vente :

- L'incertitude de mesure de la balance est déterminée par le technicien du service après-vente au moyen d'un calibrage DKD sur le lieu d'installation. Dans le certificat d'étalonnage DKD, les mesures et l'incertitude de mesure sont définies pour le pesage. Les données ainsi obtenues sont enregistrées dans la balance par le technicien du service après-vente.
- Affichage du facteur saisi et de l'exposant à partir du menu setup :  
Info : Incertitude de mesure DKD
- Affichage de l'incertitude de mesure, par ex.  
Incertitude de mesure absolue :  
 $I = 0.000292 \text{ g}$   
Incertitude de mesure relative :  
 $I^* = 0.00029 \%$   
Précision du processus :  
 $PP = 0.00087 \%$
- Affichage de jusqu'à 2 valeurs d'incertitude DKD :  
Les deux premiers calculs activés à partir du menu setup «Affichage» sont affichés.
- La fonction peut être affectée à la quatrième ou à la cinquième softkey (F4 ou F5).  
L'inscription de la softkey est :  $I \neq PP$
- Résolution  
L'incertitude totale de mesure est affichée avec une résolution 10 fois supérieure.  
L'incertitude totale de mesure et la certitude de processus sont affichées avec jusqu'à 5 décimales (2 chiffres significatifs).
- Edition de l'opérande et du facteur de l'incertitude de mesure après la mise en service : Dans le menu setup, sélectionner «Impression autom. lors initialisation : Toutes les valeurs».
- Affichage ----- (pour  $I^*$  et PP) pour :
  - valeurs nettes calculées (par ex. comptage, pesée en pourcentage, etc.)
  - valeurs supérieures à 100 %
  - valeur nette égale à «zéro»
- L'incertitude de mesure DKD ne peut être effectuée qu'avec la résolution de base la plus élevée de la balance

## Opérations préliminaires

- Mettre la balance en marche : touche  $\text{ON}$ .
- > Le logo Sartorius apparaît.
- Régler «Fonction diverse (F4)» ou «Fonction diverse (F5)» dans le setup : appuyer sur la touche  $\text{Setup}$ .
- Sélectionner **Paramètres application** : appuyer 2 fois sur la softkey  $\text{V}$ , puis sur la softkey  $\text{>}$ .
- Sélectionner **Fonction diverse (F4) ou Fonction diverse (F5)** : appuyer plusieurs fois, si nécessaire, sur la softkey  $\text{V}$ , puis sur la softkey  $\text{>}$ .
- Sélectionner **Incertitude de mesure DKD**.
- Confirmer **Incertitude de mesure DKD**.



\* = réglage d'usine, symbole «\*» : option du menu activée ; au max. 3 sélections possibles

Voir également le chapitre «Réglage des paramètres d'application (vue d'ensemble)»

- Mémoriser les réglages et quitter le setup : appuyer sur la softkey  $\text{<<}$ .

### Exemple

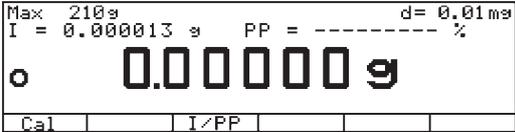
Effectuer un processus avec l'incertitude de mesure DKD

Réglages :

Setup : Paramètres application : Fonction diverse (F4) : Incertitude de mesure DKD : Affichage : PP (précision de processus)

Setup : Paramètres application : Fonction diverse (F4) : Incertitude de mesure DKD : Impression : PP (précision de processus)

Setup : Paramètres application : Fonction diverse (F4) : Incertitude de mesure DKD : Affichage : Entrée : 3.00000 (réglage d'usine)

Etape	Appuyer sur la touche (ou opération)	Affichage/Sortie des données						
1. Mettre la balance en marche, si nécessaire, et entrer les réglages ci-dessus								
2. Poser le récipient sur la balance pour y mettre l'échantillon et tarer								
3. Mesurer le poids d'un échantillon	Poser l'échantillon							
4. Imprimer la valeur de pesée		<table border="1" data-bbox="1018 1072 1414 1162"> <tr> <td>I</td> <td>0.000292 g</td> </tr> <tr> <td>PP</td> <td>0.00087 %</td> </tr> <tr> <td>N</td> <td>+100.54292 g</td> </tr> </table>	I	0.000292 g	PP	0.00087 %	N	+100.54292 g
I	0.000292 g							
PP	0.00087 %							
N	+100.54292 g							
5. Le cas échéant, mesurer d'autres échantillons								

# Combinaison des applications

Ci-dessous sont représentées sous forme de tableau les différentes possibilités de combinaisons des applications décrites.

Chaque ligne représente une possibilité de combinaison. La fonction de base Pesée simple est toujours disponible, il n'est pas nécessaire de la combiner à une fonction de calcul.

Application 1 (Fonction de base)	Application 2 (Fonction de contrôle)	Application 3 (Fonction de procès-verbal)
Comptage	-	Totalisation
Comptage	-	Formulation
Comptage	-	Statistiques
Pesée en pourcentage	-	Totalisation
Pesée en pourcentage	-	Formulation
Pesée en pourcentage	-	Statistiques
Pesée d'animaux	-	Totalisation
Pesée d'animaux	-	Statistiques
Recalcul	-	Totalisation
Recalcul	-	Statistiques
Calcul	-	Totalisation
Calcul	-	Formulation
Calcul	-	Statistiques
Détermination de masses volumiques	-	Statistiques
Détermination de masses volumiques	Fonctions régies par le temps	Statistiques
Pesée par différence	-	-
Correction de la poussée aérostatique	-	Totalisation
Correction de la poussée aérostatique	-	Statistiques
Détermination du diamètre	-	Totalisation
Détermination du diamètre	-	Formulation
Détermination du diamètre	-	Statistiques
-	Contrôle +/-	Totalisation
-	Contrôle +/-	Formulation
-	Contrôle +/-	Statistiques
Comptage	Contrôle +/-	Totalisation
Comptage	Contrôle +/-	Formulation
Comptage	Contrôle +/-	Statistiques
Pesée en pourcentage	Contrôle +/-	Totalisation
Pesée en pourcentage	Contrôle +/-	Formulation
Pesée en pourcentage	Contrôle +/-	Statistiques
Recalcul	Contrôle +/-	Totalisation
Recalcul	Contrôle +/-	Statistiques
Calcul	Contrôle +/-	Totalisation
Calcul	Contrôle +/-	Formulation
Calcul	Contrôle +/-	Statistiques
Correction de la poussée aérostatique	Contrôle +/-	Totalisation
Correction de la poussée aérostatique	Contrôle +/-	Statistiques
Détermination du diamètre	-	Totalisation
Détermination du diamètre	-	Formulation
Détermination du diamètre	-	Statistiques
-	Fonctions régies par le temps	Totalisation
-	Fonctions régies par le temps	Formulation
-	Fonctions régies par le temps	Statistiques
Comptage	Fonctions régies par le temps	Totalisation
Comptage	Fonctions régies par le temps	Formulation
Comptage	Fonctions régies par le temps	Statistiques
Pesée en pourcentage	Fonctions régies par le temps	Totalisation
Pesée en pourcentage	Fonctions régies par le temps	Formulation
Pesée en pourcentage	Fonctions régies par le temps	Statistiques
Pesée d'animaux	Fonctions régies par le temps	Totalisation
Pesée d'animaux	Fonctions régies par le temps	Statistiques
Recalcul	Fonctions régies par le temps	Totalisation
Recalcul	Fonctions régies par le temps	Statistiques
Calcul	Fonctions régies par le temps	Totalisation
Calcul	Fonctions régies par le temps	Formulation
Calcul	Fonctions régies par le temps	Statistiques
Correction de la poussée aérostatique	Fonctions régies par le temps	Totalisation
Correction de la poussée aérostatique	Fonctions régies par le temps	Statistiques
Détermination du diamètre	-	Totalisation
Détermination du diamètre	-	Formulation
Détermination du diamètre	-	Statistiques

# Combinaison de plusieurs applications

## Exemple : Détermination de la masse volumique avec évaluation statistique

Détermination de la masse volumique d'un échantillon solide selon la méthode du déplacement dans de l'eau comme liquide provoquant la poussée et évaluation statistique avec 10 mesures.

Réglages (écarts par rapport aux réglages d'usine) :

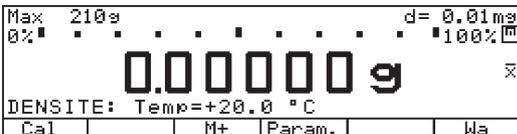
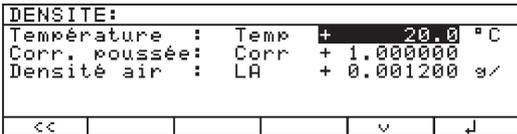
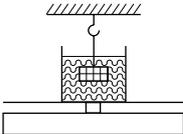
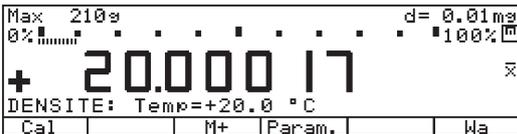
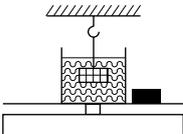
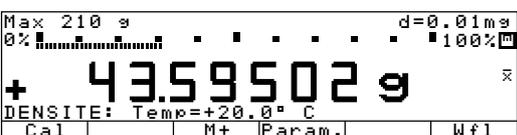
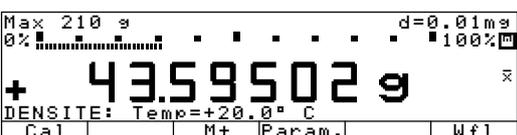
Setup : Paramètres application : Application 1 (applications de base) : Densité : Méthode : Refoulement

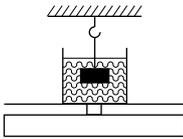
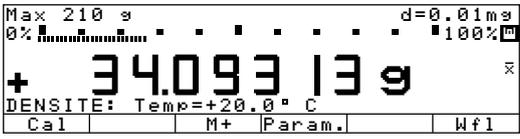
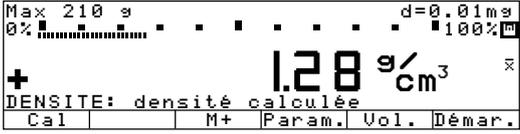
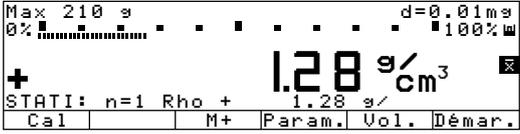
Setup : Paramètres application : Application 1 (applications de base) : Densité : Décimales pour affich. vol./densité : 2 décimales

Setup : Paramètres application : Application 2 (contrôle) : Hors service

Setup : Paramètres application : Application 3 (procès-verbal) : Statistiques : Valeur de mémorisation : Calculée

Setup : Paramètres application : Fonct.divers. (F4) : Mémor. man. ds mémoire appl.3 (M+)

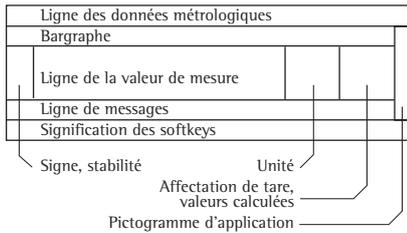
Etape	Appuyer sur la touche (ou opération)	Affichage/Sortie des données
1. Le cas échéant, effacer les anciennes valeurs mémorisées		
2. Si nécessaire, modifier et mémoriser les paramètres	Softkey Param., softkey <<	
3. Accrocher la corbeille et la plonger dans l'eau		
4. Tarer la balance		
5. Déterminer le poids de l'échantillon dans l'air : déposer l'échantillon sur la balance		
6. Mémoriser la valeur de pesée	Softkey Wa	

Etape	Appuyer sur la touche (ou opération)	Affichage/Sortie des données
7. Déterminer la valeur de pesée dans le liquide : déposer l'échantillon dans la corbeille		
8. Mémoriser la valeur de pesée dans le liquide. La masse volumique de l'échantillon est affichée (le cas échéant, commuter Densité/Vol./Pesée)	Softkey W f 1	
9. Mémoriser la masse volumique dans la mémoire de statistiques. Le numéro de l'échantillon et la masse volumique sont affichés pendant 2 secondes	Softkey M+	
Le numéro de l'échantillon et la masse volumique sont imprimés automatiquement		n Rho + 1 1.28 g/
10. Effectuer d'autres déterminations de masse volumique et les mémoriser dans la mémoire de statistiques comme aux points 5 à 9 (ici par ex., 10 échantillons)		n Rho + 10 1.29 g/
11. Imprimer un procès-verbal de statistiques Commuter vers l'application statistiques Imprimer le procès-verbal	 , Softkey MR, 	----- n 10 MOYEN.+ 1.28 g/ s + 0.02 g/ srel + 1.78 % TOTAL + 12.82 g/ Min + 1.27 g/ Max + 1.30 g/ Diff + 0.03 g/ 11.01.2000 15:44 -----

# Sortie des données

Vous disposez de trois possibilités pour la sortie des données :

- l'afficheur de l'unité de commande,
- l'interface d'imprimante (impression de procès-verbal) et
- l'interface de communication (par ex. PC).



## Afficheur de l'unité de commande

L'afficheur est divisé en 9 zones. Les données concernant la balance, l'application et l'échantillon sont affichées dans les zones suivantes :

- Ligne des données métrologiques
- Bargraphe
- Signe +/-, stabilité
- Ligne de la valeur de mesure
- Unités de poids
- Affectation de tare, valeurs calculées
- Pictogramme d'application
- Ligne de messages
- Signification des softkeys

Ligne des données métrologiques (en usage réglementé)

Sur cette ligne se trouvent :

- |                    |  |
|--------------------|--|
| <b>Max 210 g</b>   | - la limite supérieure de l'étendue de pesée (par ex. 210 g),  |
| <b>Min 1 g</b>     | - la limite inférieure de l'étendue de pesée qui doit toujours être atteinte en usage réglementé en Allemagne (par ex. 1 g), |
| <b>e = 0.1 mg</b>  | - l'échelon de vérification ; sans signification pour les balances utilisées en usage non réglementé (par ex. 0,1 mg),       |
| <b>d = 0.01 mg</b> | - la précision de lecture/échelon partiel : indication de l'échelon de la balance (par ex. 0,01 mg).                         |

Bargraphe (afficheur d'ensemble)

La valeur de mesure est représentée à l'aide du bargraphe



- soit sous la forme d'une valeur en pourcentage du poids maximal accepté par la balance
- ou bien par rapport à une valeur de consigne avec des valeurs de tolérance.

Le bargraphe peut être supprimé à l'affichage (Setup : Paramètres de l'appareil : Afficheur : Taille valeur de pesée : 13 mm + affich. texte ou 13 mm).

Signe +/-, stabilité

Dans cette zone apparaissent :

- le symbole «En calcul»,
- le signe +/-,
- le symbole pour la mise à zéro.

125.03  
 35  
 = W \* 18.3 \* 0.9

g

PCS

▲

NET1 NET2

U1 ▲ % ⊗ ⊖

% ⊞

Σ ⊕ ⊗

⊗

⊞

COMPTAGE: nRef = 10 pcs

Pds réf trop petit

Cal PT1/T1 S-ID M+

<< < ^ v > ↓

SETUP	INFO	APPAREIL
No. version:	01-41-05	
No. vers.sus.p.:	00-21-09	
No. vers.parav.:	05-01-03	
Modèle:	ME2158	
No. série:	91205355	
<<	<	v

Ligne de la valeur de mesure

Sur cette ligne apparaissent :

- la valeur de pesée actuelle,
- les valeurs calculées (par ex. les nombres de pièces),
- les entrées de l'opérateur (par ex. le numéro de lot, équations).

Unités de poids

Dans cette zone sont affichées :

- l'unité de poids actuelle (par ex. kg),
- l'identification pour d'autres mesures (par ex. le nombre de pièces).

Affectation de tare, valeurs calculées

Dans cette zone sont affichées :

- l'indication de valeurs calculées (valeurs non autorisées en usage réglementé),
- l'indication d'occupation de tare par le programme d'application.

Pictogrammes d'application

Dans cette colonne sont représentés :

- le symbole pour l'application 1 (commutation d'unités, comptage, pesée en pourcentage, pesée d'animaux, calcul...etc...),
- le symbole pour l'application 2 (contrôle +/-, fonctions régies par le temps),
- le symbole pour l'application 3 (totalisation, formulation, statistiques),
- le symbole pour le processus d'impression actuellement en cours,
- le symbole pour le procès-verbal ISO/BPL.

Ligne de messages

Sur cette ligne apparaissent :

- le texte-guide pour le programme d'application (par ex. pour «Comptage»),
- le texte pour les messages d'erreur.

Signification des softkeys

Sur cette ligne sont représentés :

- les textes (abréviations) pour la description de la fonction qui est affectée à la touche se trouvant sous la flèche,
- les symboles pour la sélection et la confirmation des réglages de paramètres (voir également le chapitre «Dispositifs et fonctions de commandes»).

Informations sur la balance

Dans le setup, il est possible de demander des informations concernant la balance sous

Setup : Info. A l'affichage apparaissent :

- le numéro de version du logiciel,
- le numéro de version de la balance,
- le numéro de version du paravent,
- le type de balance,
- le numéro de série de la balance,
- la date : prochaine maintenance,
- le numéro de téléphone du service après-vente,
- l'entrée de la pesée minimale SQmin.

# Interfaces

## Fonction

Les balances de la série ME/SE sont équipées de deux interfaces de données grâce auxquelles il est possible d'envoyer des valeurs de mesure, des valeurs calculées et des réglages de paramètres à l'imprimante, au PC ou à des afficheurs de contrôle. Les interfaces permettent également d'entrer des ordres de commande (par ex. activation de touches par l'intermédiaire d'une pédale de commande) et d'effectuer des entrées alphanumériques (par ex. avec un lecteur de codes-barres).

## Caractéristiques

- Les balances de la série ME/SE disposent de deux interfaces série :
- interface d'imprimante (PRINTER-Serial Out),
- interface de communication (PERIPHERALS-Serial I/O).
- L'interface d'imprimante a un connecteur femelle SUB-D incorporé à 25 pôles (RS 232).
- Il est possible de connecter les imprimantes suivantes à l'interface d'imprimante :
- YDP02
- YDP03
- YDP01IS
- YDP01IS-Label
- YDP02IS
- YDP02IS-Label
- Universel
- YDP04IS
- YDP04IS-Label

 Utiliser le cas échéant les appareils périphériques par l'intermédiaire d'une alimentation en courant externe.

- De plus, les appareils suivants peuvent être connectés à l'interface d'imprimante :
- afficheur à distance
- boîtier de commande manuelle
- pédale de commande
- afficheur de contrôle externe
- lecteur de codes-barres\*
- clavier externe\*

\* avec adaptateur YCC 01-0024 M01 (accessoire)

- L'interface de communication est équipée en série d'un connecteur femelle SUB-D à 25 pôles. Ce connecteur peut être échangé contre :
- un connecteur femelle rond à 12 pôles (RS 485 pour XBPI ; RS 232 pour SBI, XBPI) ou
- un connecteur femelle SUB-D à 9 pôles pour le raccordement direct d'un PC.
- La sortie de données avec le connecteur femelle à 12 pôles ainsi que celle avec le connecteur femelle à 9 pôles sont équipées en supplément d'un connecteur mâle à 5 pôles pour le raccordement direct d'un lecteur de codes-barres externe ou d'un clavier externe.

- L'interface de communication peut être utilisée dans les modes d'exploitation suivants :
- SBI
- XBPI (BPI)

- Il est possible de connecter les appareils suivants à l'interface de communication :
- imprimante pour usage hors métrologie légale
- PC
- afficheur à distance
- boîtier de commande manuelle
- pédale de commande
- afficheur de contrôle externe
- connecteur en T
- lecteur de codes-barres\*
- clavier externe\*

\* avec connecteur femelle SUB-D à 25 pôles avec adaptateur YCC 01-0024 M01 (accessoire)

- L'impression à partir des programmes d'application ou par l'intermédiaire de l'impression configurée peut avoir lieu par l'intermédiaire de l'interface d'imprimante, de l'interface de communication ou des deux en même temps.
- Si l'impression automatique est réglée, l'impression a alors lieu par l'intermédiaire de l'interface de communication, mais l'édition des programmes d'application s'effectue uniquement par l'intermédiaire de l'interface d'imprimante.
- Lors de l'exploitation XBPI, l'interface de communication peut être utilisée indépendamment de l'interface d'imprimante (c'est-à-dire enregistrement des données et commande par l'intermédiaire du PC et simultanément édition par l'interface d'imprimante).
- Lors de l'exploitation SBI, la balance peut être commandée avec des commandes ESC P ou par l'intermédiaire de l'interface de communication.

Lors de l'impression individuelle, une option du menu décide sur quelle sortie de données les éditions de données déclenchées avec ESC P ou avec la touche  doivent être éditées.

## Réglage des paramètres en usine

Paramètres de l'appareil : Interfaces :

Communication série : **SBI**

Imprimante série : **YDP03**

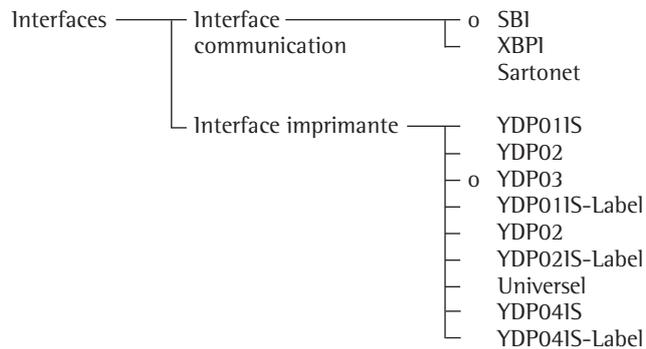
Edition : Edition sur interfaces :  
Communication série (PERIPHERALS) :  
**Edition par applications**

Edition : Edition sur interfaces :  
Imprimante série (PRINTER) :  
**Edition par applications**

## Opérations préliminaires

Configurer les interfaces

- Mettre la balance en marche : touche .
- > Le logo Sartorius apparaît, un test automatique est effectué.
- Régler les interfaces : appuyer sur la touche .
- Sélectionner **Paramètres de l'appareil** : appuyer sur la softkey  et sur la softkey .
- Sélectionner **Interfaces** : appuyer 5 fois sur la softkey , puis sur la softkey .

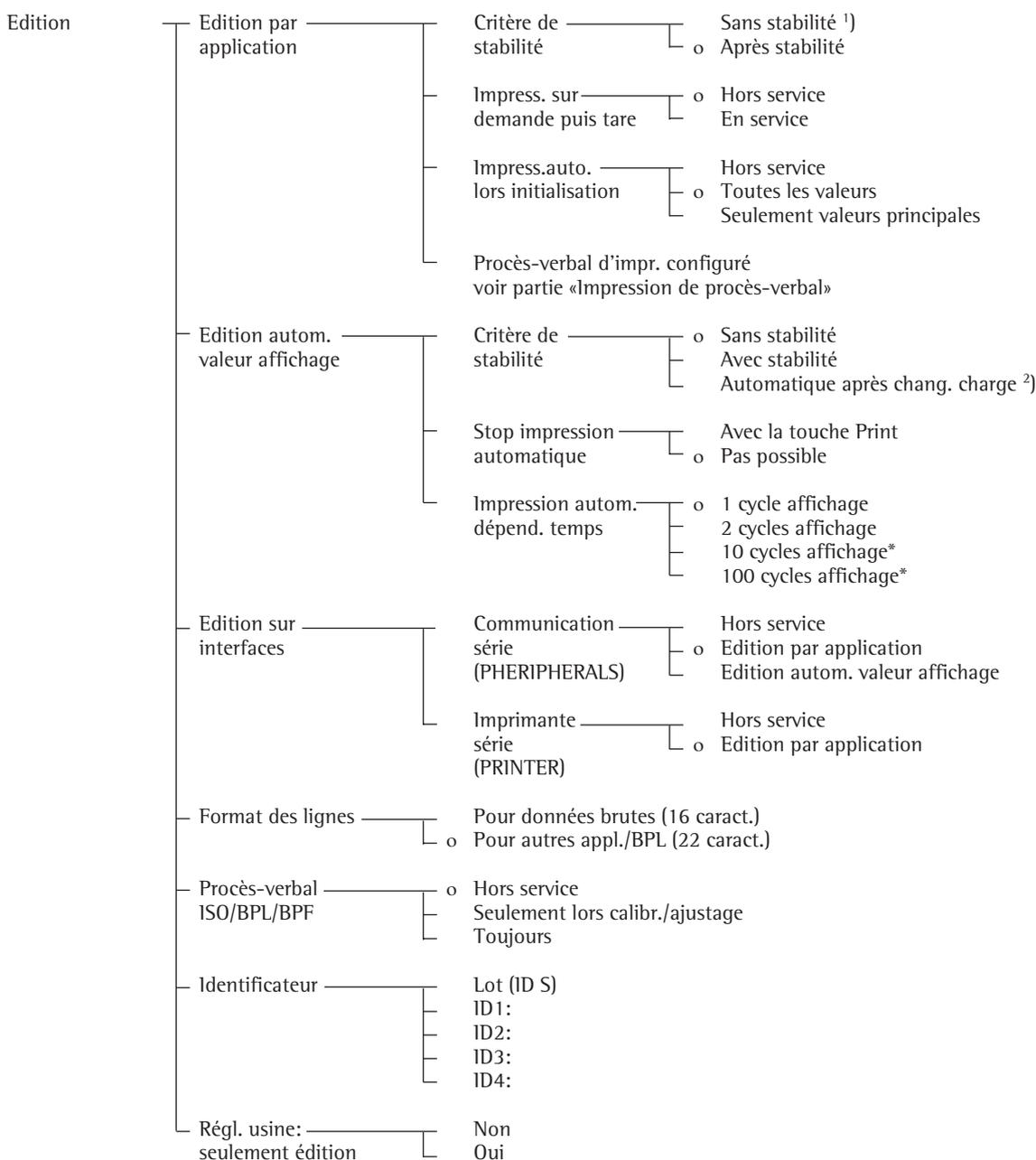


Voir également chapitre «Réglages» : «Menu d'application (vue d'ensemble)».

- Mémoriser les réglages et quitter le setup : appuyer sur la softkey  .

## Configurer l'édition

- Sélectionner le setup : appuyer sur la touche **Setup**.
- Sélectionner **E d i t i o n** : appuyer 3 fois sur la softkey **↵**, puis sur la softkey **➤**.



o = réglage d'usine

\* = Cette modification de réglage n'est pas possible sur les balances approuvées pour l'utilisation en usage réglementé.

<sup>1)</sup> = Remarque concernant l'usage réglementé :

autorisé uniquement à des fins de régulation et de commande ; l'impression de procès-verbaux n'est pas permise.

<sup>2)</sup> = Impression automatique lorsque changement de charge > 10 d et stabilité : déverrouillage < 5 d

# Interface de l'imprimante

## Fonction

L'impression de valeurs de pesée, de valeurs de mesure et d'identifications sert à la traçabilité et peut être adaptée à diverses exigences.

## Caractéristiques

**Format des lignes** : identification de chaque valeur imprimée avec jusqu'à 6 caractères au début de la ligne.

**Identification de la valeur de pesée** : ligne supplémentaire avant la valeur de pesée ou la valeur calculée avec identification **I D E**.

**Impression des paramètres de l'application** : impression des valeurs d'initialisation avant l'impression des résultats de mesure.

**Procès-verbal ISO/BPL** : impression des paramètres des conditions ambiantes.

**Impression «Pesée d'animaux»** : impression automatique du poids de l'animal ou bien du poids de l'animal et du poids calculé une fois le calcul de la valeur moyenne terminé.

## Optimisation des interfaces :

- Travailler le plus possible avec une vitesse de transmission élevée.
- Désactiver les interfaces non utilisées.
- Réduire la quantité des données.

Edition sur les interfaces			
Mode d'impression	Déclenchement	Mode d'exploitation : PERIPHERALS	
PERIPHERALS		SBI	xBPI
	ESC P (PERIPHERALS)		pas possible
Application	Touche Print de la balance	Impression individuelle ou configuration d'impression selon réglage du menu sur	
Impression (individuelle) :	Touche Print sur l'imprimante ou ESC P (PRINTER)	PRINTER, PERIPHERALS ou sur les deux.	Impression individuelle ou configuration d'impression sur PRINTER si celui-ci est réglé dans le menu sur «En service».
	Application		
Impression automatique :	ESC P (PERIPHERALS)	Commute impression automatique en service/hors service si celle-ci peut être désactivée,	pas possible
	Touche Print de la balance	sinon impression individuelle ou configuration d'impression sur PRINTER.	Commute impression automatique en service/hors service si celle-ci peut être désactivée,
		Edition cyclique sur PERIPHERALS	sinon impression individuelle ou configuration d'impression sur PRINTER
	Touche PRINT sur l'imprimante ou ESC P (PRINTER)	Impression individuelle ou configuration d'impression sur PRINTER.	Impression individuelle ou configuration d'impression sur PRINTER.
	Application		

## Interface d'imprimante

Type d'interface :	Interface série
Fonctionnement de l'interface :	Full duplex
Niveau :	RS 232
Connecteur femelle :	Connecteur femelle SUB-D à 25 pôles
Vitesse de transmission :* :	150, 300, 600, 1200, 2400, 4800, 9600 et 19200 bauds
Parité :* :	Espace, impaire, paire
Transmission des caractères :* :	Bit de départ, 7-/8 bits ASCII, parité, 1 ou 2 bits d'arrêt
Handshake :	Pour une liaison à 2 fils : logiciel (XON/XOFF) ; pour une connexion à 4 fils : hardware (CTS/DTR)
Mode d'exploitation :	YDP02, YDP03, YDP01IS, YDP01IS-Label, YDP02IS, YDP02IS-Label, Universel, YDP04IS, YDP04IS-Label
Impression manuelle	Sans stabilité, après stabilité
Impression appl.	Edition uniquement de l'application
Format de sortie des données de la balance :	16 caractères, 22 caractères

\* selon le mode d'exploitation

### Formes de l'édition

Pour une série de programmes d'application, il est nécessaire de régler des valeurs d'initialisation. Il est possible d'imprimer automatiquement toutes les valeurs d'initialisation ou uniquement les valeurs principales dès qu'elles ont été réglées (voir également page 138, Impression des paramètres d'application).

#### **Impress. auto. lors initialisation**

Les valeurs de pesée et les valeurs calculées peuvent être imprimées comme valeurs numériques sans identification les précédant (16 caractères) ou avec une identification les précédant (22 caractères). Pour plus de détails, voir également chapitre «Sortie des données». **Format des lignes**

Le procès-verbal ISO/BPL peut être imprimé toujours, uniquement lors du calibrage/ajustage ou jamais. Voir également page 139.

Impression d'un procès-verbal ISO/BPL :  
Dans le setup, il est possible d'effectuer les réglages suivants :

- pas d'impression de procès-verbaux ISO/BPL (**Hors service**),
- impression d'un procès-verbal ISO/BPL uniquement lors du calibrage et de l'ajustage (**Seulement lors calibr./ajustage**),
- impression toujours sous la forme d'un procès-verbal ISO/BPL (**Toujours**).

Impression de l'application lors du contrôle +/- : impression automatique de la valeur de pesée si celle-ci se trouve à l'intérieur de limites prédéfinies lorsque la balance est stable.

Impression de l'application lors de fonctions régies par le temps : impression automatique de la valeur de pesée une fois écoulés un intervalle de temps entré au préalable ou bien une heure.

Impression de l'évaluation intermédiaire ou de l'évaluation finale lors des applications de totalisation, de formulation et de statistiques après une pression de la touche à commandes variables **MR**.

Régler une impression pour usage en métrologie légale :  
dans le setup de la balance, il est possible de régler une impression admise à la vérification pour une imprimante Sartorius :

- YDP02
- YDP03
- YDP01IS
- YDP01IS-Label
- YDP02IS
- YDP02IS-Label
- YDP04IS
- YDP04IS-Label

Touche  /  :

La valeur actuelle affichée est imprimée (valeur de pesée avec unité, valeur calculée, affichage de chiffres et de lettres)

Réglage :

Edition : édition par application ou

Edition automatique valeur affichage.

Format des lignes :

La valeur actuelle affichée peut également être imprimée avec une identification.

Cette identification apparaît au début de la ligne d'impression et comprend jusqu'à 6 caractères. Une valeur de pesée peut ainsi, par exemple, être identifiée en tant que valeur nette (N) ou une valeur calculée en tant que nombre de pièces (Qnt).

Réglage :

Setup : Edition : Format des lignes : Pour autres appl./BPL (22 caract.).

Identification d'une valeur de pesée :

Chaque valeur de pesée imprimée ou chaque valeur calculée peut être précédée à l'impression d'une ligne de texte avec des nombres et des lettres entrés par l'intermédiaire du clavier. Elle est soit imprimée sous la forme d'une entrée de chiffres/de lettres immédiatement après l'entrée (touche ) soit d'abord mémorisée en tant qu'identification (softkey **ID E**) et éditée uniquement lors de l'impression suivante si Format des lignes : Pour autres appl./BPL (22 caract.) a été réglé.

Impression des paramètres d'application :

Une ou plusieurs valeurs pour l'initialisation du programme d'application peuvent être imprimées automatiquement dès que la balance est initialisée. Il peut s'agir, par exemple, de valeurs telles que nRef, wRef, pRef, etc.

Réglage :

Setup : Edition : Edition par application :

Impression auto. lors initialisation.

Impression automatique :

Le résultat de mesure peut être imprimé automatiquement<sup>1</sup>. Cela peut avoir lieu en fonction d'un nombre de cycles d'affichage<sup>2</sup> et de la stabilité de la balance<sup>3</sup>.

L'intervalle d'affichage dépend du mode d'exploitation de la balance et du type de balance.

Réglage :

<sup>1</sup> Setup : Edition : Edition autom. valeur affichage

<sup>2</sup> Setup : Edition : Edition autom. valeur affichage : Impression autom. dépend. temps

<sup>3</sup> Setup : Edition : Edition autom. valeur affichage : Critère de stabilité

Exemple

```
+153.00000 g
+ 58.56234 oz t
+      253 pcs
+   88.23 %
+  105.78 o
```

Valeur de pesée en grammes  
Valeur de pesée en onces de Troy  
Nombre de pièces  
Valeur en pourcentage  
Valeur calculée

```
ID      ABC123DEF456GH
ID S    ABC123DEF456GH
ID P    ABC123DEF456GH
N       +153.00000 g
Qnt     +      253 pcs
Prc     +   88.23 %
```

Numéro d'identification \*  
Numéro de la série de mesures \*  
Numéro du jeu de poids \*  
Valeur nette  
Nombre de pièces  
Valeur en pourcentage

\* = uniquement pour un  
procès-verbal iso/BPL

```
ID E    ABC123DEF456GH
ABC123DEF456GHI789JK
NUM      12345678
```

Identification valeur de pesée  
(lors de moins de 14 caractères)  
Identification valeur de pesée  
(lors de plus de 20 caractères)  
Sortie du clavier numérique à l'aide  
de la touche 

```
nRef      10 pcs
wRef      1.23456 g
pRef      80 %
Wxx%     120.00000 g
mDef      10
Mul       0.00347
EQUAT. =W*18.3*0.9
Setp     +100.00035 g
Min      + 98.10540 g
Max      +102.00630 g
```

Comptage : nombre de pièces de réf.  
Comptage : poids de référence  
Pesée en pourcentage : pourcentage de référence  
Pesée en pourcentage :  
poids de référence  
Pesée d'animaux : nombre de mesures pour  
le calcul de la valeur moyenne  
Pesée d'animaux : facteur pour  
le calcul  
Calcul : équation pour le calcul  
Contrôle +/- : poids de consigne  
Contrôle +/- : limite inférieure  
Contrôle +/- : limite supérieure

```
N       +153.00000 g
ID E    12345678901234
Stat
Stat      L
Stat      H
```

Poids net  
Identification valeur de pesée  
Pas d'affichage  
Affichage sous-charge  
Affichage surcharge

### Procès-verbal ISO/BPL

Les données de l'appareil et les numéros d'identification ainsi que la date actuelle peuvent être imprimés avant (en-tête BPL) et après les valeurs de la série de mesures (bas de page BPL) (Setup : Edition : Procès-verbal ISO/BPL/BPF : Toujours). Les paramètres sont les suivants :

En-tête BPL :

- Date
- Heure du début de la série de mesures
- Fabricant de la balance
- Modèle de la balance
- Numéro de série du modèle
- Numéro de version du logiciel
- Numéro d'identification de la série de mesures

Bas de page BPL :

- Date
- Heure de la fin de la série de mesures
- Zone pour la signature de l'opérateur

Exploitation de la balance avec un appareil pouvant éditer des procès-verbaux ISO/BPL.

Un logiciel spécial est nécessaire pour l'édition de procès-verbaux conformes à ISO/BPL avec un ordinateur. Une description détaillée pour la création du logiciel peut être obtenue directement auprès de la société Sartorius.

Réglage :

Setup : Forme édition : Procès-verbal ISO/BPL/BPF : Toujours

L'impression a lieu en connexion avec l'imprimante de valeurs de mesure YDP03-OCE ou avec un ordinateur.

Terminer un procès-verbal BPL :

- Appuyer sur la touche .

Terminer un procès-verbal BPL lorsque des programmes d'application sont activés :

Le réglage suivant doit être effectué pour le procès-verbal BPL et le programme d'application :

Setup : Paramètres de l'appareil :

Clavier : Fonction CF dans applic. :

Efface seul. les applic. sélect.

- Appuyer sur la touche .

> Ligne de messages : Sélection CF : efface application.

- Appuyer sur la softkey **BPL**.

```
-----  
17.01.2000      16:12  
      SARTORIUS  
MOD.           ME215S  
NO.SER.        91205355  
NO.VERS.       01-41-05  
ID             12345678901234  
-----  
ID S  12345678901234  
nRef   10 pcs  
wRef   1.35274 g  
Qnt   + 235 pcs  
Qnt   + 4721 pcs  
ID E  12345678901234  
Qnt   + 567 pcs  
-----
```

```
17.01.2000      16:13  
NOM:
```

```
-----  
17.01.2000      16:24  
      SARTORIUS  
MOD.           ME215S  
NO.SER.        91205355  
NO.VERS.       01-41-05  
ID  
-----  
ID S  
CALIBRAGE INTERNE  
DEMAR:         MANUEL  
DIFF. + 0.06365 g  
AJUSTAGE INTERNE  
          TERMINE  
DIFF. + 0.00000 g  
-----
```

```
17.01.2000      16:25  
NOM:
```

Ligne en pointillé  
Date/Heure  
Fabricant de la balance  
Type de balance  
Numéro de série de la balance  
Vers. de logiciel (unité de commande)  
N° ident.

Ligne en pointillé  
N° de la série de mesures  
Valeur d'initialisation de l'application  
Valeur d'initialisation de l'application  
Résultat de comptage  
Résultat de comptage  
Identific. de la valeur de comptage  
Résultat de comptage

Ligne en pointillé  
Date/Heure  
Zone pour la signature de l'opérateur  
Interligne  
Ligne en pointillé

Procès-verbal pour  
calibrage/ajustage interne :  
Ligne en pointillé  
Date/Heure  
Fabricant de la balance  
Type de balance  
Numéro de série de la balance  
Vers. de logiciel (unité de commande)  
N° ident.

Ligne en pointillé  
N° de la série de mesures  
Mode de calibrage/ajustage  
Mode du début de calibrage  
Différence après le calibrage  
Confirmation du processus d'ajustage  
terminé

Différence avec la valeur de consigne après  
l'ajustage

Ligne en pointillé  
Date/Heure  
Zone pour la signature de l'opérateur  
Interligne  
Ligne en pointillé

# Interface de communication

## Fonction

La balance Genius est équipée d'une interface de communication (PERIPHERALS) à laquelle il est possible de connecter un ordinateur, un afficheur à distance ou un afficheur de contrôle externe.

Les fonctions de la balance et les fonctions des programmes d'application peuvent être modifiées, démarrées et contrôlées à l'aide d'un ordinateur.

Les lignes de commande pour le programme «Contrôle +/-» sont également disponibles par l'intermédiaire de l'interface de communication ou de l'interface d'imprimante. Il est également possible de raccorder une pédale de commande ou une commande manuelle.

## ⚠ Attention si vous utilisez des câbles RS232 prêts à l'emploi :

Les câbles RS232 préparés par d'autres ont souvent une mauvaise affectation des broches pour les balances Sartorius ! C'est pourquoi vous devez vérifier les schémas de câblage avant de connecter et de supprimer les branchements non conformes (par ex. broche 6).

Le non-respect de cette opération peut conduire à un mauvais fonctionnement ou à la destruction de la balance ou des appareils périphériques connectés.

## Caractéristiques

Type d'interface :	Interface série
Fonctionnement de l'interface :	Full duplex
Niveau :	RS 232 (en option RS 485)
Connecteur femelle :	Connecteur femelle SUB-D à 25 pôles en option : connecteur femelle rond à 12 pôles en option : connecteur femelle SUB-D à 9 pôles (en option chacun avec un connecteur femelle DIN à 5 pôles)
Vitesse de transmission :	150, 300, 600, 1200, 2400, 4800, 9600 et 19200 bauds
Parité :	Impaire, paire, aucune
Transmission des caractères :	Bit de départ, 7-/8 bits ASCII, parité, 1 ou 2 bits d'arrêt
Handshake :	Pour une liaison à 2 fils : logiciel (XON/XOFF) ; pour une connexion à 4 fils : hardware (CTS/DTR)
Mode d'exploitation :	SBI, XBPI*
Adresse réseau** :	1, 2, ..., 31, 32
Impression manuelle :	Sans stabilité, après stabilité
Impression automatique :	Sans stabilité, avec stabilité, après changement de charge
Format de sortie des données de la balance :	16 caractères, 22 caractères

\* Mode d'exploitation XBPI toujours avec 9600 bauds, 8 bits, parité impaire, 1 bit d'arrêt.

\*\* L'adresse du réseau ne joue un rôle que pour le mode d'exploitation XBPI.

## Réglage d'usine des paramètres :

Vitesse de transmission :	1200 bauds
Parité :	Impaire
Bits d'arrêt :	1 bit d'arrêt
Handshake :	Handshake hardware, 1 caractère après CTS
Mode d'exploitation :	SBI
Adresse réseau :	0
Impression manuelle :	Après stabilité
Impression automatique :	Sans stabilité
Interruption impression automatique :	Interruption impossible
Impression automatique dépendant du temps :	Après 1 cycle d'affichage
Impression sur demande puis tare :	Hors service
Valeurs de base application :	Hors service
Format des lignes :	Pour autres applic./BPL (22 caractères)

## Opérations préliminaires

- Voir l'affectation des broches de connecteurs à partir de la page 145.

## Format de sortie des données

Les contenus des lignes de la valeur de mesure et de l'unité de poids peuvent être édités avec ou sans identification.

Exemple : sans identification  
**+ 253 pcs**

Exemple : avec identification  
**Qnt + 253 pcs**

Le mode d'édition est réglé dans le setup (Setup : Edition : Format des lignes).

Lors d'une édition sans identification, 16 caractères sont édités ; lors d'une édition avec identification, 22 caractères sont édités.

Format de sortie avec 16 caractères  
 Les caractères qui n'apparaissent pas à l'affichage sont édités sous la forme d'espaces (blancs). Pour les caractères sans point décimal, aucun point décimal n'est édité.

Caractères possibles en fonction de la position de sortie :

Exploitation normale

Position	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	+	A	A	A	A	A	A	A	A	A	*	U	U	U	CR	LF
ou	-	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	*	*	*		
ou	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*					

\* : Espace (blanc)  
 A : Caractère de l'affichage  
 U : Caractère pour l'unité de mesure  
 CR : Carriage Return (retour chariot)  
 LF : Line Feed (saut de ligne)

Sortie des données spéciale

Position	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	*	*	*	*	*	*	-	-	*	*	*	*	*	*	CR	LF
ou	*	*	*	*	*	*	A	*	*	*	*	*	*	*	CR	LF
ou	*	*	*	*	*	*	A	B	*	*	*	*	*	*	CR	LF

et uniquement sur demande avec ESC wO (pas d'impression) :

	*	*	*	*	*	*	S	*	X	X	X	Y	Y	Y	CR	LF
ou	*	*	*	*	*	*	l	*	X	X	X	*	*	*	CR	LF

\* : Espace (blanc)  
 AB = - - : Pesée finale  
 A = H : Surcharge  
 AB = H H : Surcharge contrôle +/-  
 A = L : Sous-charge  
 AB = L L : Sous-charge contrôle +/-  
 A = C : Ajustage  
 P : Etat du paravent  
 l : Ionisateur  
 Y, Y, Y = Portes du paravent  
 XXX = Valeur décimale calculée à partir d'information binaires :

Valeur décimale	Valeur binaire	Instruction de commande
1	Bit0 = 0 :	Pas d'erreur/ionisateur hors service
	Bit0 = 1 :	Erreur paravent/ionisateur en service
2	Bit1 = 0 :	Moteurs du paravent hors service
	Bit1 = 1 :	Portes du paravent en mouvement
8	Bit3 = 0 :	«Fonction d'apprentissage» hors service
	Bit3 = 1 :	«Fonction d'apprentissage» en service
16	Bit4 = 0 :	Au moins une porte du paravent ouverte
	Bit4 = 1 :	Toutes les portes du paravent fermées
64	Bit6 = 0 :	Fonctionnement motorisé du paravent
	Bit6 = 1 :	Fonctionnement manuel du paravent

Exemples pour ME215/235/254/414/614/36S :

R, M, L = COO : porte droite fermée (Closed), porte du milieu et porte gauche ouvertes (Open)  
 R, M, L = OCC : porte droite ouverte (Open), porte du milieu et porte gauche fermées (Closed)

Exemple pour ME5 et SE2 :

**W 008210**

### Angle de rotation

Le paravent a tourné en position absolue 210°.

### Conseils de commande

0 → bit 6 – fonctionnement motorisé  
 + 0 → bit 4 – paravent ouvert  
 + 8 → bit 3 – «fonction d'apprentissage» en service  
 + 0 → bit 1 – moteur du paravent hors service  
 + 0 → bit 0 – pas d'erreur  
 = 08

Message d'erreur

Position	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	*	*	*	E	r	r	*	*/#	#	#	*	*	*	*	CR	LF

\* : Espace (blanc)  
 # # # : Numéro de l'erreur

Exemple : édition de la valeur de pesée + 111,25507 mg

Position	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	+	1	1	1	.	2	5	5	0	7	*	m	g	*	CR	LF

- Position 1 : Signe +/- ou espace (blanc)
- Position 2 : Espace (blanc) ou valeur pondérale
- Position 3 – 10 : Valeur pondérale avec point décimal, les zéros précédents sont édités sous la forme de blancs
- Position 11 : Espace (blanc)
- Position 12 – 14 : Caractère pour l'unité de mesure ou espace
- Position 15 : Carriage Return (retour chariot)
- Position 16 : Line Feed (saut de ligne)

Format de sortie avec 22 caractères

Dans ce cas, un bloc constitué de 6 caractères est placé devant le format de données à 16 caractères. Ces 6 caractères identifient la valeur suivante.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
C	C	C	C	C	C	+	A	A	A	A	A	A	A	A	A	*	U	U	U	CR	LF
*	*	*	*	*	*	-	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	*	*	*		
						*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*					

- C : Caractère d'identification<sup>1)</sup>
- \* : Espace (blanc)
- A : Caractère de l'affichage
- U : Caractère pour l'unité de mesure<sup>1)</sup>
- voir le chapitre «Commutation d'unités»
- CR : Carriage Return (retour chariot)
- LF : Line Feed (saut de ligne)

<sup>1)</sup> dépend du type de modèle, par exemple toutes les unités et identifications ne sont pas disponibles sur les balances approuvées pour l'utilisation en usage réglementé.

Sorties des données spéciales

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
S	t	a	t	*	*	*	*	*	*	*	*	-	-	*	*	*	*	*	*	*	CR	LF
												H	H									
												L	L									
												C										

- \* : Espace (blanc)
- : Pesée finale
- H : Surcharge
- H H : Surcharge contrôle +/-
- L : Sous-charge
- L L : Sous-charge contrôle +/-
- C : Ajustage
- Etat du paravent et de l'ionisateur analogue au format de sortie des données avec 16 caractères

Message d'erreur

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
S	t	a	t	*	*	*	*	*	E	r	r	*	#	#	#	*	*	*	*	CR	LF

\* : Espace (blanc) # # # : Numéro de l'erreur

Symboles pour l'identification C<sup>1)</sup>

<b>S t a t</b>	Etat
<b>I D</b>	Identification (identificateur)
<b>I D S</b>	Numéro de la série de mesures
<b>I D P</b>	Numéro du jeu de poids
<b>CONS.</b>	Valeur de poids d'ajustage exacte
<b>I D E</b>	Identification de la valeur de pesée
<b>NUM</b>	Entrée par le clavier numérique
<b>T 1</b>	Tare 1 application
<b>N</b>	Net (T1 = 0)
<b>N 1</b>	Net (T1 ≠ 0)
<b>Q n t</b>	Nombre de pièces
<b>P r c</b>	Pourcentage
<b>n R e f</b>	Nombre de pièces de référence
<b>p R e f</b>	Pourcentage de référence
<b>w R e f</b>	Poids de pièce de référence
<b>W x x %</b>	Poids du pourcentage de référence
<b>m D e f</b>	Nombre de mesures de consigne lors de la pesée d'animaux
<b>M u l</b>	Facteur de calcul lors de la pesée d'animaux
<b>x - N e t</b>	Résultat pesée d'animaux
<b>x - R e s</b>	Résultat calculé pesée d'animaux
<b>R e s</b>	Résultat du calcul de l'équation (Calcul)
<b>S e t p</b>	Valeur de consigne contrôle +/-
<b>M i n</b>	Limite inférieure contrôle +/-
<b>M a x</b>	Limite supérieure contrôle +/-
<b>H E U R E</b>	Heure de la mémorisation de la valeur
<b>C O M P x x</b>	Composant xx lors de la formulation
<b>T O T . C P</b>	Total de la pesée lors de la formulation
<b>n</b>	Compteur d'items
<b>T O T A L</b>	Total des valeurs
<b>M O Y E N .</b>	Valeur moyenne lors statistiques
<b>s</b>	Ecart-type
<b>s r e l</b>	Coefficient de variation
<b>D I F F</b>	Différence entre le maximum et le minimum



## Fonction «Clavier externe» (clavier de PC)

Réglage  
Setup : Interfaces : Fonction clavier externe :  
clavier supplémentaire

Les codes de touches alphanumériques réalisés se rapportent exclusivement à un clavier allemand. Touches alphanumériques, en partie avec la touches [majuscule] :  
a-z, A-Z, 0-9, espace,  
,,,+ '<>' / '\$ @ % / () ; = : \_ ? \*

Touches de fonction :

Clavier de PC	ME/SE
F1	Touche 
F2	Touche 
F3	Softkey F6 (1 <sup>ère</sup> en partant de la gauche) Touche Cal
F4	Softkey F5 (2 <sup>ème</sup> en partant de la gauche) Touche Cal
F5	Softkey F4 (3 <sup>ème</sup> en partant de la gauche) Touche Cal
F6	Softkey F3 (3 <sup>ème</sup> en partant de la droite) Touche Cal
F7	Softkey F2 (3 <sup>ème</sup> en partant de la droite) Touche Cal
F8	Softkey F1 (1 <sup>ère</sup> en partant de la droite) Touche 
F9	-
F10	-
F11	Touche 
F12	-
Print (Impression)	Touche 
Return  (Entrée)	Softkey F1 (1 <sup>ère</sup> en partant de la droite) Softkey F3 (3 <sup>ème</sup> en partant de la droite) Softkey F4 (3 <sup>ème</sup> en partant de la gauche) Softkey F2 (2 <sup>ème</sup> en partant de la droite) Softkey F1 (1 <sup>ère</sup> en partant de la droite)
Cursor Up	Softkey F3 (3 <sup>ème</sup> en partant de la droite)
Cursor Left	Softkey F4 (3 <sup>ème</sup> en partant de la gauche)
Cursor Down	Softkey F2 (2 <sup>ème</sup> en partant de la droite)
Cursor Right	Softkey F1 (1 <sup>ère</sup> en partant de la droite)
POS 1 (Home)	Softkey F6 (1 <sup>ère</sup> en partant de la gauche) Touche Cal
Backspace	Touche 
ESC	Touche 

## Synchronisation

Des «messages» constitués de caractères ASCII sont transmis par l'intermédiaire de l'interface pour l'échange de données entre la balance et un ordinateur. Pour un échange de données exempt d'erreur, les paramètres : vitesse de transmission, parité et handshake ainsi que le format des caractères doivent être identiques pour les deux unités.

Il est possible de procéder à une adaptation de la balance par l'intermédiaire des réglages correspondants dans le setup de façon à adapter la liaison au périphérique. Outre ces réglages, il est possible de subordonner l'édition des données de la balance à différentes conditions. Ces conditions sont décrites dans les programmes d'application correspondants.

Une interface de données ouverte (pas d'appareils périphériques raccordés) ne provoque pas de messages d'erreur.

## Handshake (protocole de transfert)

L'interface de la balance SBI (Sartorius Balance Interface) est équipée d'un registre d'émission et d'un registre de réception. Il est possible, dans le setup de la balance, de choisir le mode de fonctionnement du mode de contrôle (handshake) :

- Handshake hardware (CTS/DTR)
- Handshake logiciel (XON, XOFF)

### Handshake hardware

Avec le handshake hardware avec une interface à 4 fils, il est possible d'envoyer 1 caractère après CTS.

### Handshake logiciel

Le handshake logiciel est commandé par XON et XOFF. Un XON doit être émis par un appareil périphérique lors de sa mise sous tension de façon à permettre éventuellement à un autre périphérique d'échanger ses données.

Lorsque le handshake logiciel est réglé dans le setup, le handshake hardware est à chaque fois actif après le handshake logiciel.

Le déroulement de la transmission des données a donc lieu comme suit :

Balance	---	octet	---	Ordinateur
(émetteur)	---	octet	---	(récepteur)
	---	octet	---	
	---	octet	---	
	<---	XOFF	---	
	---	octet	---	
	---	octet	---	
	...			
	(pause)			
	...			
	<---	XON	---	
	---	octet	---	
	---	octet	---	
	---	octet	---	
	---	octet	---	

Emetteur :

Un XOFF reçu empêche la poursuite de l'émission de caractères. Un XON reçu a pour effet de libérer l'émetteur.

Récepteur :

Afin de ne pas trop surcharger la transmission avec des caractères de contrôle, la libération par XON ne se fait que lorsque le registre est presque vidé.

## Activation de la sortie des données

La sortie des données peut se faire après une commande d'impression ou automatiquement, de manière synchrone avec l'affichage, ou dans un cycle fixe (voir les programmes d'application et les réglages pour l'impression automatique).

## Sortie des données après commande d'impression

La commande d'impression peut être activée par une pression de la touche  ou par une commande de logiciel (Esc P).

## Sortie automatique des données

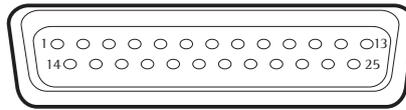
En mode de fonctionnement «Impression automatique», les données sont émises sans commande d'impression supplémentaire. L'édition des données peut avoir lieu automatiquement de manière synchrone avec l'affichage, à intervalles réguliers réglables avec ou sans stabilité de la balance. La durée d'un intervalle dépend du programme d'application de la balance et du type de balance.

Si l'édition automatique des données est réglée dans le setup, celle-ci commence immédiatement après la mise sous tension de la balance. Il est possible de régler dans le setup si l'édition automatique des données doit être arrêtée ou démarrée à l'aide d'une pression de la touche .

# Affectation des broches de connecteurs

## Connecteur femelle :

D-subminiature à 25 pôles DB25S avec raccords vissés

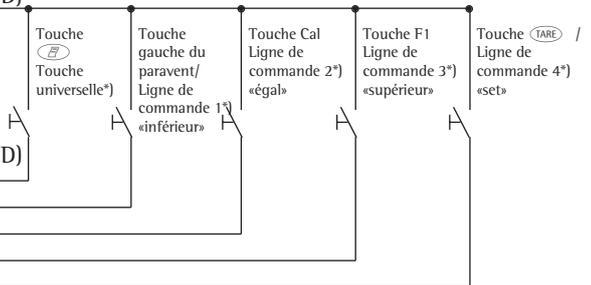


## Connecteur mâle (recommandé) :

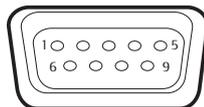
D-subminiature à 25 pôles DB25S avec capot de blindage intégré, tôle de protection (type Amp 826 985-1C) et vis de verrouillage (type Amp 164 868-1)

### Affectation des broches du connecteur femelle à 25 pôles, RS 232 :

- Broche 1 : prise de terre du système
- Broche 2 : sortie de données (TxD)
- Broche 3 : entrée de données (RxD)
- Broche 4 : signal GND
- Broche 5 : Clear to Send (CTS)
- Broche 6 : connexion interne
- Broche 7 : masse interne (GND)
- Broche 8 : masse interne (GND)
- Broche 9 : Reset \_ In<sup>1)</sup>
- Broche 10 : - 12 V sortie
- Broche 11 : + 12 V sortie
- Broche 12 : Reset \_ Out<sup>2)</sup>
- Broche 13 : + 5 V sortie
- Broche 14 : masse interne (GND)
- Broche 15 : \_\_\_\_\_
- Broche 16 : \_\_\_\_\_
- Broche 17 : \_\_\_\_\_
- Broche 18 : \_\_\_\_\_
- Broche 19 : \_\_\_\_\_
- Broche 20 : Data Terminal Ready (DTR)
- Broche 21 : masse de l'alimentation (GND)
- Broche 22 : non occupée
- Broche 23 : non occupée
- Broche 24 : tension de l'alimentation + 15 ... 25 V
- Broche 25 : +5 V sortie

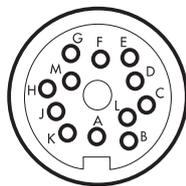


- \* ) = Pour modifier l'affectation des broches, voir le chapitre «Fonctions diverses»
- 1) = Redémarrage du hardware
- 2) = Redémarrage des périphériques



### Affectation des broches du connecteur femelle à 9 pôles, RS 232 (en option) :

- Broche 1 : non occupée
- Broche 2 : sortie de données (TxD)
- Broche 3 : entrée de données (RxD)
- Broche 4 : Clear to Send (CTS)
- Broche 5 : signal GND
- Broche 6 : non occupée
- Broche 7 : non occupée
- Broche 8 : Data Terminal Ready (DTR)
- Broche 9 : non occupée



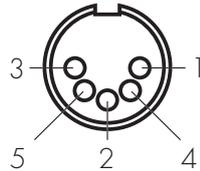
### Affectation des broches du connecteur femelle à 12 pôles, RS 485 (en option) :

- Broche A : touche de fonction F2 / sortie de commande 3 «supérieur»
- Broche B : RS 485 : TxD - N ; RS 232 : TxD
- Broche C : RS 485 : TxD - P ; RS 232 : RxD
- Broche D : RS 485 : non occupée ; RS 232 : DTR
- Broche E : Signal GND
- Broche F : + 5 V
- Broche G : touche gauche du paravent / sortie de commande 1 «inférieur»
- Broche H : RS 485 : non occupée ; RS 232 : CTS
- Broche J : touche de fonction Cal / sortie de commande 2 «égal»
- Broche K : touche / touche de commande universelle
- Broche L : touche / sortie de commande 4 «set»
- Broche M : +12 V sortie

### Raccordement d'un lecteur de codes-barres/clavier supplémentaire :

Il est possible de raccorder un lecteur de codes-barres ou un clavier supplémentaire grâce aux connecteurs femelles suivants :

- connecteur femelle D-Sub à 25 pôles (avec adaptateur),
- connecteur femelle rond à 12 pôles (avec adaptateur),
- connecteur femelle DIN à 5 pôles direct.



### Affectation des broches du connecteur femelle DIN à 5 pôles (on option) :

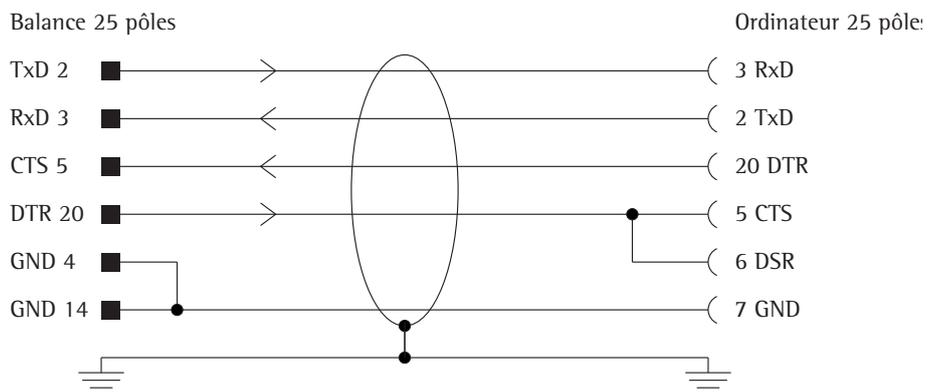
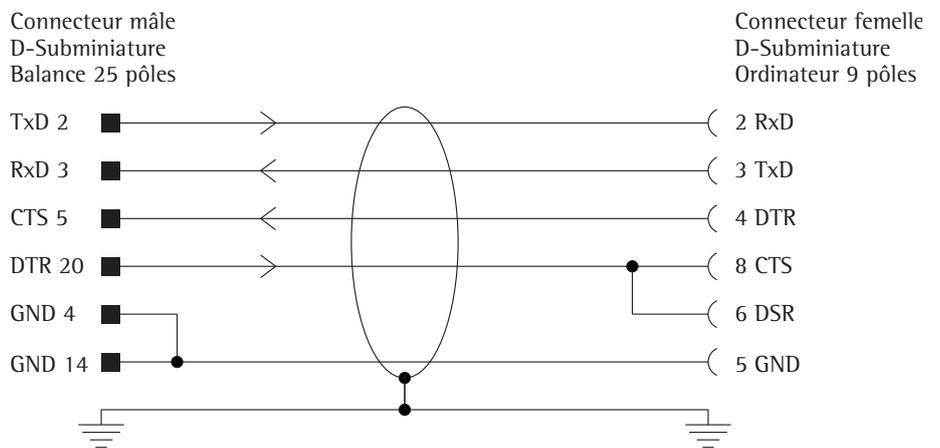
Broche	1 :	clavier Clock
Broche	2 :	clavier Data
Broche	3 :	non occupée
Broche	4 :	Signal GND
Broche	5 :	+5 V

 Le lecteur de codes-barres YRB02FC doit être alimenté en courant de manière externe si une imprimante et un afficheur supplémentaire sont raccordés. Le clavier du PC doit être alimenté en courant de manière externe.

### Schéma de câblage

pour raccorder un ordinateur ou un appareil périphérique à la balance selon le standard RS232C/V24 pour une transmission jusqu'à une distance de 15 m de long

### Aucun autre pôle ne doit être affecté à la balance !



Types de câblage correspondant à la norme AWG 24

# Messages d'erreur

Les messages d'erreur apparaissent sur l'afficheur principal ou sur la ligne de messages pendant environ 2 secondes. Ensuite le programme repasse automatiquement en mode de pesée.

Affichage	Cause	Remède
Aucun segment d'affichage n'apparaît	Pas de tension d'alimentation Le bloc d'alimentation n'est pas branché La mise hors tension automatique a été sélectionnée dans le setup	Vérifier l'alimentation en courant Brancher le bloc d'alimentation  Mettre la balance sous tension avec  ou sélectionner «pas de mise hors tension automatique» dans le setup
H	L'étendue de pesée a été dépassée	Décharger la balance
L ou Err 54	Le plateau de pesée n'est pas posé	Poser le plateau
Err 01 > Etend. affich.	La valeur à afficher n'est pas représentable	Effectuer le réglage correct dans le setup
Err 02 Cal. pas possible	L'une des conditions d'ajustage n'a pas été respectée, par ex. : - pas taré - le plateau de la balance est chargé	Ajuster seulement après l'affichage du zéro Décharger la balance Tarer avec 
Err 03 Interrup. cal./ajust.	Le processus d'ajustage n'a pas pu être achevé en un laps de temps défini	Respecter le temps de préchauffage et ajuster à nouveau
Err 06 Poids int. défaut	Le poids d'ajustage intégré est défectueux	Adressez-vous au service après-vente Sartorius
Err 07 Fonction bloquée	La fonction effectuée en dernier n'est pas autorisée sur les balances approuvées pour l'utilisation en usage réglementé	Adressez-vous au service après-vente Sartorius pour effectuer des modifications de réglages
Err 08* <>Etendue zéro	La balance est trop chargée pour pouvoir être mise à zéro	Vérifier si le «dispositif de mise à zéro initial» a été respecté dans vos réglages Fonction supplémentaire Changement de résolution : décharger la balance
Err 09* < 0 pas permis	Brut ≤ à zéro, pas possible de tarer	Mettre la balance à zéro
Err 10 Tarage bloqué	La touche de tare et la 2 <sup>ème</sup> mémoire de tare sont bloquées lorsque la mémoire de tare du programme de formulation est occupée Pesée par différence : La touche de tare est bloquée lorsque la tare de l'échantillon est occupée	La touche de tare et la 2 <sup>ème</sup> mémoire de tare sont de nouveau disponibles dès que le programme de formulation est effacé à l'aide de la touche  Pesée par différence : Décharger la balance ou changer d'échantillon
Err 11 Tare2 bloquée	La pesée de tare n'est pas autorisée : - recharge de la tare d'échantillon impossible - total des mémoires de tare supérieur à l'étendue de pesée - valeur de tare supérieure à l'étendue fine de la balance approuvée pour l'utilisation en usage réglementé	Décharger la balance et tarer
Err 12 Tare2 > Max.	La mémoire de tare est supérieure à l'étendue de pesée ou aux limites de l'étendue	Décharger la balance ou changer d'échantillon
Err 17 Poids ajust. > Max.	Un ajustage interne n'est pas possible car la précharge est trop grande	Diminuer la précharge ou sélectionner une autre configuration
Err 30 Impress. bloquée	L'interface de données est bloquée pour l'impression de données	Adressez-vous au service après-vente Sartorius
Err 31 Impress. bloquée	Handshake interface activé (XOFF, CTS)	Emettre un XON, libérer CTS

\* = peut survenir uniquement lors d'un fonctionnement par l'intermédiaire de l'interface SBI (ESC f3\_/f4\_)

Affichage	Cause	Remède
Pds réf trop petit	Erreur de mémorisation de référence lors de la pesée en pourcentage ou lors du comptage	Le poids est trop petit ou aucun échantillon n'est posé sur le plateau
Opt. impossible	Optimisation de référence pas possible lors du comptage	Respecter les critères en vue de l'optimisation de référence – voir chapitre «Fonctionnement, Comptage»
Pas de valeur numér. xxxxx Trop petit xxxxx Trop grand	Erreur d'entrée (possible lors de tous les programmes d'application), par ex. : entrée de lettres non autorisée	Respecter le déroulement des opérations
Trop de caract.	Texte entré trop long	Longueur de texte point décimal compris – ID E, NUM, ID S, ID max. 20 caractères – ID P max. 14 caractères
Format des lignes incorrect	Le procès-verbal configuré/la mémoire de procès-verbal et le format des lignes «16 caractères» ont été sélectionnés	Sélectionner Edition : Format des lignes : 22 caractères
Limites différentes unité	Unité entrée des limites de tolérance lors du contrôle +/- différente de l'application utilisée	Adapter les limites de tolérance de l'application
Formule trop longue	La formule comprend plus de 28 caractères dans l'application Calcul	Limiter la formule à 28 caractères
Interr., entrer réf. param.	Les paramètres de référence pour la détermination de la densité de l'air manquent	Entrer les paramètres de référence
Fonction active	La fonction est en cours	–
999 échantillons maximum à l'intérieur de 100 lots maximum peuvent être mémorisés	Mémoire de données du produit utilisée entièrement	Effacer en partie la mémoire de données du produit
Err 10x	Touche bloquée  Une touche a été actionnée au moment de la mise sous tension : ◀ (F1, F2, F5, F6), (CF), (0), (F3), (0), (3), (4), (9) (2), (5), (6), (.), (Tare à droite) (1), (7), (8), (F4), (ABC), (Tare à gauche) (Setup) a été actionnée lors de la mise sous tension ou est bloquée	Lâchez la touche ou adressez-vous au service après-vente Sartorius
Affichage permanent «en échiquier»		
Err 320	La mémoire du programme d'exploitation est défectueuse	Adressez-vous au service après-vente Sartorius
Err 340	Paramètres d'exploitation (EEPROM) défectueux RAM a perdu des données Réglage d'usine a été chargé	Eteindre puis rallumer la balance. Affichage permanent Err340 : Adressez-vous au service après-vente Sartorius
Err 341	L'accumulateur est vide	Laisser l'appareil allumé pendant au moins 10 heures
Aucune PP	Cellule de pesée défectueuse	Adressez-vous au service après-vente Sartorius
Bloqué	L'exécution de la fonction est bloquée	Aucun
La mention spéciale  ne disparaît pas de l'affichage	Aucune touche n'a été activée après la mise sous tension	Appuyer sur une touche
Le résultat de pesée change constamment	Le lieu d'installation n'est pas stable (il y a trop de vibrations ou de courants d'air)  Il y a un corps étranger entre le plateau de pesée et le boîtier de la balance	Changer le lieu d'installation Adapter la balance par l'intermédiaire du setup  Retirer le corps étranger
Le résultat de la pesée est manifestement faux	La balance n'est pas ajustée La balance n'a pas été tarée avant la pesée La balance n'est pas horizontale	Ajuster Tarer  Mettre la balance à niveau

Si d'autres erreurs surviennent, veuillez contacter le service après-vente Sartorius !

## Messages lors de la pesée par différence

Message	Cause	Remède
ECH.: confirmer Effacer/Omettre	Message pour effacer/omettre l'échantillon sur la page catalogue «ECH.: Effacer»	Effacer avec la touche <b>Ou i</b> Omettre avec la touche <b>Omet.</b>
ECHANTILLON: inclure	Remarque pour inclure l'échantillon sur la page catalogue «ECH.: Effacer»	Inclure avec la touche <b>Omet.</b> lorsque l'échantillon est omis
Enregistrement impossible	Gestionnaire de fichiers : - impossible de mémoriser les données - mémoire saturée	Effacer le(s) lot(s)
Chargement impossible	Gestionnaire de fichiers : - impossible de charger les données - limite de mémoire atteinte	Effacer le(s) lot(s)
Seulement 30 pes. finales possibles	Le programme essaie de mémoriser la 31ème pesée finale	Aucun
LOT: existe	Le lot existe déjà sur la page catalogue <b>LOTS</b>	Sélectionner un autre nom de lot
Pas d'échantillon	Apparaît sur la page catalogue <b>LOTS :</b> quand vous appuyez sur la touche <b>Echan.</b> lorsque le lot sélectionné ne contient pas d'échantillon	Mémoriser tout d'abord un échantillon
En dehors de l'étendue	Un lot ou un échantillon a été sélectionné par entrée alphanumérique sur la page catalogue <b>LOTS :</b> ou <b>ECH :</b> et n'a pas été trouvé	Entrer le bon numéro de lot ou d'échantillon
Pas assez de mémoire disponible ou 999 échant. maximum	Lors de la création d'échantillons par le bloc numérique et la touche <b>Ech. #</b> vous avez essayé de créer plus de 999 échantillons	Créer moins de mémoires ou effacer éventuellement des lots
Echant. omis	Apparaît lorsque vous essayez de mémoriser alors que l'échantillon sélectionné est bloqué	Aucune
Valeur trop petite pour enres.	Vous essayez de sauvegarder un poids de tare, un poids initial ou un poids final inférieur à un incrément d'affichage	Poser un poids
Sélection impossible	La sélection de <b>Facteur</b> est refusée lorsque vous essayez de sélectionner sur la page des résultats	Pas sélectionnable  Adressez-vous au service après-vente Sartorius
CF impossible	Seul un échantillon ou quelques pièces d'un échantillon peuvent être effacés avec la touche <b>CF</b> . Ce message apparaît s'il n'est plus possible d'effacer.	Possibilité d'effacer quelques échantillons individuels sur la page catalogue «Ech.»
Calcul statistiques	Info lors du calcul des statistiques. Ce processus peut durer quelques secondes lorsque le nombre d'échantillons est élevé.	Disparaît automatiquement
Pas de statistiques	Aucun poids final valable n'est disponible dans ce lot	Disparaît automatiquement
Pas de poids net initial disponible	Apparaît lors de pesées en série et de pesées combinées lorsqu'aucun poids initial n'est disponible	Procéder à des pesées initiales

# Entretien et maintenance

## Service après-vente

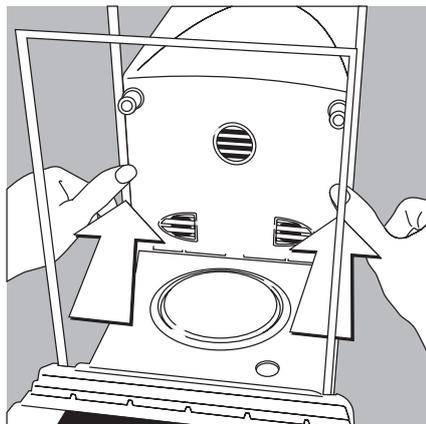
Une maintenance régulière de votre balance par un spécialiste du service après-vente Sartorius prolonge la durée de vie de l'appareil et augmente la précision de mesure. Sartorius peut vous proposer différents contrats de maintenance de 1 mois à 2 ans.

La fréquence des opérations de maintenance dépend des conditions de fonctionnement et des exigences de l'utilisateur en matière de tolérance.

## Réparations

Les réparations ne doivent être effectuées que par du personnel agréé qui possède les qualifications nécessaires au dépannage.

Toute réparation non conforme peut représenter un danger pour l'utilisateur.



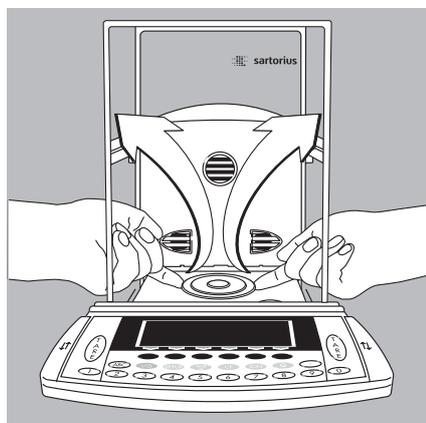
## Nettoyage de la chambre de pesée sur les modèles

ME215/235/254/414/614/36S

- Pousser les portes du paravent vers l'arrière jusqu'à la butée.

## ⚠ Important !

Des particules peuvent se déposer dans le boîtier de la balance à cause de l'aspiration provoquée par le ventilateur. En cas d'utilisation de la balance dans l'industrie chimique, conformez-vous aux directives concernant les éléments défectueux ou à nettoyer.



- Enlever avec précaution les restes de poudre se trouvant dans la chambre de pesée à l'aide d'un petit aspirateur auto muni d'un mini-tuyau.

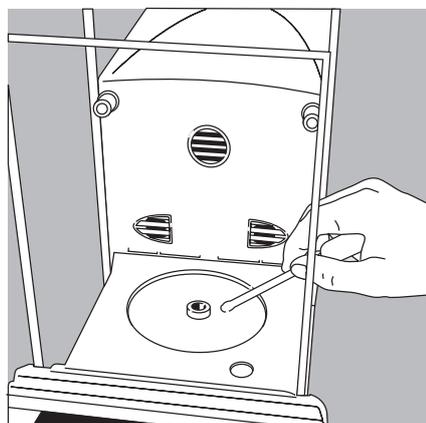
- ⚠ Enlever les restes d'échantillons liquides avec un papier absorbant.

## Nettoyage du boîtier

- ⚠ Veiller à ce qu'aucun liquide ni aucune poussière ne pénètre dans la balance.

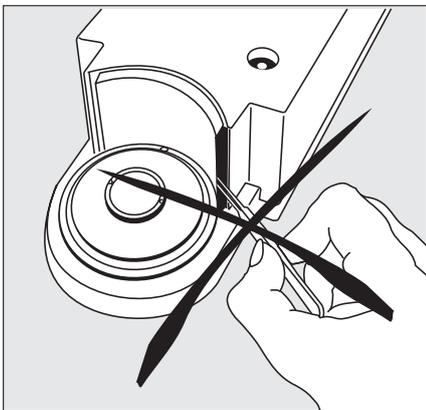
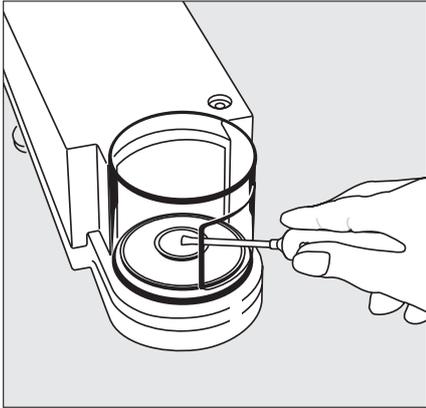
- ⚠ Ne pas utiliser de produits de nettoyage corrosifs (détergents ou produits similaires).

- Débrancher l'appareil du secteur : retirer la fiche du bloc d'alimentation.
- Le cas échéant, débrancher les câbles de transmission des données de la balance.
- Enlever les restes d'échantillons/de poudre en utilisant avec précaution un pinceau à épousseter ou un aspirateur de table.
- Nettoyer la balance avec un chiffon humecté d'eau savonneuse.
- Nettoyer les vitres du paravent avec un nettoyant pour vitre en vente dans le commerce.
- Essuyer la balance avec un chiffon doux.



- Enlever avec précaution les restes de poudre se trouvant sous la plaque de blindage à l'aide d'un petit aspirateur auto muni d'un mini-tuyau.

- Enlever les restes d'échantillons liquides avec un papier absorbant.



### Nettoyage de la chambre de pesée sur les modèles ME5 | SE2

- Enlever avec précaution les restes de poudre se trouvant sous la plaque de blindage à l'aide d'un petit aspirateur auto muni d'un mini-tuyau.
- Enlever les restes d'échantillons liquides avec un papier absorbant.

⚠ Ne mettre aucune pincette ou objet similaire derrière le plateau d'appui du paravent.

Remarque : le système de pesage est hermétiquement séparé de l'espace qu'occupe le plateau d'appui. Aucune poussière ne peut pénétrer à cet endroit.

### Contrôle de sécurité

S'il vous semble que l'appareil ne peut plus fonctionner sans danger :

- Débranchez-le du secteur : retirez le câble d'alimentation de la prise secteur.
- > Assurez-vous que le bloc d'alimentation et le câble d'alimentation au secteur ne seront plus utilisés.

Un fonctionnement exempt de danger n'est plus garanti :

- lorsque le bloc d'alimentation ou le câble d'alimentation au secteur présentent des chocs visibles,
- lorsque le bloc d'alimentation ne fonctionne plus,
- après un stockage prolongé dans de mauvaises conditions.

Informez dans ce cas le service après-vente Sartorius. La remise en état de l'appareil ne doit être effectuée que par une main d'oeuvre qualifiée :

- ayant accès à la documentation et aux conseils techniques nécessaires au dépannage et
- ayant participé aux stages de formation correspondants.

Un contrôle régulier du bloc d'alimentation effectué par un spécialiste est conseillé pour les points suivants :

- courant de décharge  $< 0,05\text{mA}$  avec un appareil de mesure conforme aux prescriptions,
- résistance d'isolement  $> 7\text{Mohms}$  avec une tension continue d'au moins  $500\text{V}$  lors d'une charge de  $500\text{kohms}$ .

La périodicité et l'ampleur des contrôles doivent être fixées sur place par un spécialiste en fonction des conditions ambiantes et des conditions d'utilisation du bloc d'alimentation mais doivent toutefois avoir lieu au moins une fois par an.

# Recyclage

## Instructions d'élimination des déchets et de réparation

Si vous n'avez plus besoin de l'emballage de votre appareil, veuillez l'apporter au service local de retraitement des déchets. Cet emballage se compose entièrement de matériaux écologiques pouvant être recyclés.



L'appareil, y compris les accessoires, les piles et les batteries, ne doivent pas être jetés dans les ordures ménagères normales.

La législation de l'Union européenne prescrit aux Etats membres de collecter les équipements électriques et électroniques séparément des déchets municipaux non triés afin de permettre ensuite de les récupérer, de les valoriser et de les recycler.

En Allemagne et dans quelques autres pays, la société Sartorius AG se charge elle-même de reprendre et d'éliminer ses équipements électriques et électroniques conformément à la loi. Ces appareils ne doivent pas être jetés – même par de petites entreprises – dans les ordures ménagères ni apportés dans les points de collecte des services locaux d'élimination des déchets.

Pour obtenir de plus amples renseignements sur l'élimination des déchets, veuillez vous adresser en Allemagne, tout comme dans les Etats membres de l'Espace Economique Européen, à notre responsable local du service après-vente ou à notre centre de service après-vente à Goettingen en Allemagne :

Sartorius AG  
Service Center  
Weender Landstrasse 94-108  
37075 Goettingen  
Allemagne

Dans les pays qui ne font pas partie de l'Espace Economique Européen ou dans lesquels Sartorius n'a ni filiale, ni succursale, ni revendeur, veuillez vous adresser aux autorités locales ou à l'entreprise chargée de l'élimination de vos déchets.

Les piles, batteries et accumulateurs rechargeables ou non doivent être enlevés avant de jeter l'appareil ou de le mettre au rebut et ils doivent être jetés dans les boîtes de collecte locales prévues à cet effet.

Les appareils contaminés par des substances dangereuses (contaminations NBC) ne sont pas repris par Sartorius AG, ses filiales, ses succursales ni par ses revendeurs pour être réparés ou éliminés. Veuillez consulter la notice explicative ou visiter notre site Internet ([www.sartorius.com](http://www.sartorius.com)) pour obtenir davantage de renseignements ainsi que les adresses des centres de service après-vente à contacter si vous envisagez le renvoi en réparation, l'élimination ou le recyclage de votre appareil.

## Caractéristiques techniques

### Modèles standard

Modèle		ME235S	ME215S	ME235P	ME215P
Précision de lecture	mg	0,01	0,01	0,01/0,02/0,05	0,01/0,02/0,05
Etendue de pesée	g	60/230	60/210	60/110/230	60/110/210
Etendue de tarage (soustractive)	g	-230	-210	-230	-210
Répétabilité	≤±mg	0,015/0,025	0,015/0,025	0,015/0,04/ 0,04	0,015/0,04/ 0,04
Ecart de linéarité	≤±mg	0,1	0,1	0,15	0,15
Charge excentrée en cas de demi-charge maximale (positions selon OIML R76)	mg	0,15	-	0,2	-
Dérive de sensibilité entre +10 ... +30 °C	≤±/K	1·10 <sup>-6</sup>	1·10 <sup>-6</sup>	1·10 <sup>-6</sup>	1·10 <sup>-6</sup>
Temps de mesure (typique)	s	≤ 8	≤ 8	≤ 8	≤ 8
Valeur de poids d'ajustage standard externe (classe de précision minimale)	g	200 (E2)	200 (E2)	200 (E2)	200 (E2)
Gamme de température ambiante autorisée		+5 ... +40 °C			
Conditions réglementaires d'utilisation		+10 ... +30 °C			
Adaptation à l'environnement		4 échelons de filtrage optimisés			
Cycle d'affichage (selon l'échelon utilisé)		0,2 – 0,4			
Dimensions du plateau	mm	Ø 90			
Dimensions (L x P x H)	mm	252 x 533 x 292			
Hauteur de la chambre de pesée	mm	239			
Poids net, env.	kg	11,1			
Protection contre les poussières et les gouttes d'eau du boîtier de la balance selon EN 60529*		IP32			
Raccordement au réseau		par bloc d'alimentation universel pour tensions nominales de 100 V à 240 V			
Fréquence nominale		50 – 60 Hz			
Consommation		35 VA max.			
Durée de fonctionnement avec accumulateur externe YRB05Z en cas de charge totale, env.		10 h			
Alimentation en tension nominale de courant continu		10,5 ... 25 Vdc			
Unités de poids sélectionnables		Grammes, kilogrammes, carats, livres, onces, onces de Troy, tael Hongkong, tael Singapour, tael Taïwan, grains, pennyweights, milligrammes, pièces par livre, tael chinois, mommes, carats autrichiens, tolas, bahts et mesghals			
Programmes d'application disponibles		Commutation d'unités, comptage, pesée en pourcentage, pesée d'animaux, recalcul, calcul, détermination de masses volumiques, pesée par différence, correction de la poussée aérostatique, détermination de la densité de l'air, contrôle +/-, fonctions régies par le temps, totalisation, formulation, statistiques, 2ème mémoire de tare, identificateur, mémoire des données de produits			

## Caractéristiques techniques

### Modèles standard

Modèle		ME614S	ME414S	ME254S
Précision de lecture	mg	0,1	0,1	0,1
Etendue de pesée	g	610	410	250
Etendue de tarage (soustractive)	g	-610	-410	-250
Répétabilité	≤±mg	0,1	0,1	0,07
Ecart de linéarité	≤±mg	0,4	0,3	0,15
Charge excentrée en cas de demi-charge maximale (positions selon OIML R76)	mg	0,6	0,4	0,3
Dérive de sensibilité entre +10 ... +30 °C	≤±/K	1·10 <sup>-6</sup>		
Temps de mesure (typique)	s	≤ 3	≤ 2,5	≤ 2,5
Valeur de poids d'ajustage standard externe (classe de précision minimale)	g	500 (E2)	2× 200 (E2)	200 (E2)
Gamme de température ambiante autorisée		+5 ... +40 °C		
Conditions réglementaires d'utilisation		+10 ... +30 °C		
Adaptation à l'environnement		4 échelons de filtrage optimisés		
Cycle d'affichage (selon l'échelon utilisé)		0,2 – 0,4		
Dimensions du plateau	mm	Ø 90		
Dimensions (L x P x H)	mm	252 x 533 x 292		
Hauteur de la chambre de pesée	mm	239		
Poids net, env.	kg	11,1		
Protection contre les poussières et les gouttes d'eau du boîtier de la balance selon EN 60529*		IP32		
Raccordement au réseau		par bloc d'alimentation universel pour tensions nominales de 100 V à 240 V		
Fréquence nominale		50 – 60 Hz		
Consommation		35 VA max.		
Durée de fonctionnement avec accumulateur externe YRB05Z en cas de charge totale, env.		10 h		
Alimentation en tension nominale de courant continu		10,5 ... 25 Vdc		
Unités de poids sélectionnables		Grammes, kilogrammes, carats, livres, onces, onces de Troy, taels Hongkong, taels Singapour, taels Taiwan, grains, pennyweights, milligrammes, pièces par livre, taels chinois, mommes, carats autrichiens, tolas, bahts et mesghals		
Programmes d'application disponibles		Commutation d'unités, comptage, pesée en pourcentage, pesée d'animaux, recalcul, calcul, détermination de masses volumiques, pesée par différence, correction de la poussée aérostique, détermination de la densité de l'air, contrôle +/-, fonctions régies par le temps, totalisation, formulation, statistiques, 2ème mémoire de tare, identificateur, mémoire des données de produits		

# Caractéristiques techniques

## Modèles standard

Modèle		ME36S	ME5	SE2	ME5-F	SE2-F
Précision de lecture	µg	1	1	0,1	1	0,1
Etendue de pesée	g	31	5,1	2,1	5,1	2,1
Etendue de tarage (soustractive)	g	31	5,1	2,1	5,1	2,1
Répétabilité	≤±µg	2	1	0,25	1 <sup>1)</sup>	0,25 <sup>2)</sup>
Ecart de linéarité	≤±µg	10	4	0,9	4 <sup>1)</sup>	0,9 <sup>2)</sup>
Dérive de sensibilité entre +10 ... +30 °C	≤±/K	1 · 10 <sup>-6</sup>	1 · 10 <sup>-6</sup>	1 · 10 <sup>-6</sup>	1 · 10 <sup>-6</sup>	1 · 10 <sup>-6</sup>
Temps de mesure (typique)	s	14 – 18	≤ 10	≤ 10	≤ 10*	≤ 10*
Valeur de poids d'ajustage standard externe (classe de précision minimale)	g	30 (E2)	5 (E2)	2 (E2)	5 (E2)	2 (E2)
Gamme de température ambiante autorisée		+5 ... +40 °C				
Conditions réglementaires d'utilisation		+10 ... +30 °C				
Adaptation à l'environnement		4 échelons de filtrage optimisés				
Cycle d'affichage (selon l'échelon utilisé)		0,2 – 0,4	0,1 – 0,4	0,2 – 0,4	0,1 – 0,4	0,2 – 0,4
Dimensions du plateau	mm	Ø 30	Ø 30	Ø 20	Ø 50	Ø 50
Dimensions (L x P x H)						
– Capteur	mm	223×410×132	122×316×122	122×316×122	122×316×122	122×316×122
– Unité électronique	mm	254×320×106	254×320×106	254×320×106	254×320×106	254×320×106
Poids net, env.						
– Capteur	kg	9,8	3,3	3,3	4,3	4,3
– Unité électronique	kg	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5
Protection contre les poussières et les gouttes d'eau du boîtier de la balance selon EN 60529*		IP32				
Raccordement au réseau		par bloc d'alimentation universel pour tensions nominales de 100 V à 240 V				
Fréquence nominale		50 – 60 Hz				
Consommation (bloc d'alimentation)		70 VA max. (typique 21 VA)				
Durée de fonctionnement avec accumulateur externe YRB05Z en cas de charge totale, env.		10 h				
Alimentation en tension nominale de courant continu		10,5 ... 25 Vdc				
Unités de poids sélectionnables		Grammes, kilogrammes, carats, livres, onces, onces de Troy, taels Hongkong, taels Singapour, taels Taïwan, grains, pennyweights, milligrammes, pièces par livre, taels chinois, mommes, carats autrichiens, tolas, bahts et mesghals				
Programmes d'application disponibles		Commutation d'unités, comptage, pesée en pourcentage, pesée d'animaux, recalcul, calcul, détermination de masses volumiques, pesée par différence, correction de la poussée aérostatique, détermination de la densité de l'air, contrôle +/-, fonctions régies par le temps, totalisation, formulation, statistiques, 2ème mémoire de tare, identificateur, mémoire des données de produits				

<sup>1)</sup> avec coupelle standard : Ø 30 mm

<sup>2)</sup> avec coupelle standard : Ø 20 mm

## Caractéristiques techniques

### Modèles approuvés pour l'utilisation en usage réglementé avec approbation CE de type

Modèle		ME235S-OCE	ME215S-OCE	ME235P-OCE	ME215P-OCE
Désignation du type		BE BK	BE BK	BE BK	BE BK
Classe de précision*		I	I	I	I
Echelon réel d*	mg	0,01	0,01	0,01/0,02/0,05	0,01/0,02/0,05
Etendue de pesée maximale «Max.»*	g	230	210	60/110/230	60/110/210
Echelon de vérification e*	mg	1	1	1	1
Charge minimale «Min.»*	mg	1	1	1	1
Etendue de compensation de tare (soustractive)		± 100% de l'étendue de pesée maximale			
Plage d'utilisation selon RL *	g	0,001-230	0,001-210	0,001-230	0,001-210
Temps de mesure (typique)	s	≤ 8	≤ 8	≤ 8	≤ 8
Plage d'utilisation (température)		273 ... 313 K (0 ... +40°C, 32°F ... 104°F) avec fonction «isoCAL»			
Adaptation à l'environnement		4 échelons de filtrage optimisés			
Cycle d'affichage (selon l'échelon utilisé)		0,2 – 0,4			
Dimensions du plateau de pesée	mm	Ø 90			
Dimensions (L x P x H)	mm	252 x 533 x 292			
Hauteur de la chambre de pesée	mm	239			
Poids net, env.	kg	11,1			
Protection contre les poussières et les gouttes d'eau du boîtier de la balance selon EN 60529*		IP32			
Raccordement au réseau		par bloc d'alimentation universel pour tensions nominales de 100 V à 240 V			
Fréquence nominale		50 – 60 Hz			
Consommation		35 VA max.			
Durée de fonctionnement avec accumulateur externe YRB05Z en cas de charge totale, env.		10 h			
Alimentation en tension nominale de courant continu		10,5 ... 25 Vdc			
Unités de poids sélectionnables		Grammes, carats et milligrammes			
Programmes d'application disponibles		Commutation d'unités, comptage, pesée en pourcentage, pesée d'animaux, recalcul, calcul, détermination de masses volumiques, pesée par différence, correction de la poussée aérostastique, détermination de la densité de l'air, contrôle +/-, fonctions régies par le temps, totalisation, formulation, statistiques, 2ème mémoire de tare, identificateur, mémoire des données de produits			

\* RL = Directive 90/384/CEE pour les instruments de pesage à fonctionnement non automatique dans l'Espace Economique Européen

## Caractéristiques techniques

### Modèles approuvés pour l'utilisation en usage réglementé avec approbation CE de type

Modèle		ME614S-OCE	ME414S-OCE	ME254-OCE
Désignation du type		BE BK	BE BK	BE BK
Classe de précision*		Ⓡ	Ⓡ	Ⓡ
Echelon réel d*	mg	0,1	0,1	0,1
Etendue de pesée maximale «Max.»*	g	610	410	250
Echelon de vérification e*	mg	1	1	1
Charge minimale «Min.»*	mg	10	10	10
Etendue de compensation de tare (soustractive)		± 100% de l'étendue de pesée maximale		
Plage d'utilisation selon RL *	g	0,01-610	0,01-410	0,01-250
Temps de mesure (typique)	s	≤2,5	≤2,5	≤2,5
Plage d'utilisation (température)		283 ... 303 K (+10 ... +30 °C)	273 ... 313 K (0 ... +40 °C, 32 °F ... 104 °F) avec fonction «isoCAL»	
Adaptation à l'environnement		4 échelons de filtrage optimisés		
Cycle d'affichage (selon l'échelon utilisé)		0,2 – 0,4		
Dimensions du plateau de pesée	mm	∅ 90		
Dimensions (L x P x H)	mm	252 x 533 x 292		
Hauteur de la chambre de pesée	mm	239		
Poids net, env.	kg	11,1		
Protection contre les poussières et les gouttes d'eau du boîtier de la balance selon EN 60529*		IP32		
Raccordement au réseau		par bloc d'alimentation universel pour tensions nominales de 100 V à 240 V		
Fréquence nominale		50 – 60 Hz		
Consommation		35 VA max.		
Durée de fonctionnement avec accumulateur externe YRB05Z en cas de charge totale, env.		10 h		
Alimentation en tension nominale de courant continu		10,5 ... 25 Vdc		
Unités de poids sélectionnables		Grammes, carats et milligrammes		
Programmes d'application disponibles		Commutation d'unités, comptage, pesée en pourcentage, pesée d'animaux, recalcul, calcul, détermination de masses volumiques, pesée par différence, correction de la poussée aérostatische, détermination de la densité de l'air, contrôle +/-, fonctions régies par le temps, totalisation, formulation, statistiques, 2ème mémoire de tare, identificateur, mémoire des données de produits		

\* RL = Directive 90/384/CEE pour les instruments de pesage à fonctionnement non automatique dans l'Espace Economique Européen

## Caractéristiques techniques

### Modèles approuvés pour l'utilisation en usage réglementé avec approbation CE de type

Modèle		ME36S-OCE	ME5-OCE	SE2-OCE
Désignation du type		KD BM	KC BN	KC BN
Classe de précision*		Ⓢ	Ⓢ	Ⓢ
Echelon réel d*	µg	1	1	0,1
Etendue de pesée maximale «Max.»*	g	31	5,1	2,1
Echelon de vérification e*	mg	1	1	1
Charge minimale «Min.»*	mg	0,1	0,1	0,01
Etendue de compensation de tare (soustractive)		± 100% de l'étendue de pesée maximale		
Plage d'utilisation selon RL *	g	0,1-31000	0,1-5100	0,01-2100
Temps de mesure (typique)	s	14-18	≤10	≤10
Plage d'utilisation (température)		273 ... 313 K (0 ... +40°C, 32°F ... 104°F) avec fonction «isoCAL»		
Adaptation à l'environnement		4 échelons de filtrage optimisés		
Cycle d'affichage (selon l'échelon utilisé)		0,2 - 0,4		
Dimensions du plateau de pesée	mm	∅ 30	∅ 30	∅ 20
Dimensions (L x P x H)				
- Capteur	mm	223 x 410 x 232	122 x 316 x 122	122 x 316 x 122
- Unité électronique	mm	254 x 320 x 106	254 x 320 x 106	254 x 320 x 106
Poids net, env.				
- Capteur	kg	9,8	3,3	3,3
- Unité électronique	kg	3,5	3,5	3,5
Protection contre les poussières et les gouttes d'eau du boîtier de la balance selon EN 60529*		IP32		
Raccordement au réseau		par bloc d'alimentation universel pour tensions nominales de 100 V à 240 V		
Fréquence nominale		50 - 60 Hz		
Consommation		23 VA max.		
Consommation du capteur et de l'unité d'affichage uniquement		env. 7 W (typique)		
Durée de fonctionnement avec accumulateur externe YRB05Z en cas de charge totale, env.		10 h		
Alimentation en tension nominale de courant continu		10,5 ... 25 Vdc		
Unités de poids sélectionnables		Grammes et milligrammes		
Programmes d'application disponibles		Commutation d'unités, comptage, pesée en pourcentage, pesée d'animaux, recalcul, calcul, détermination de masses volumiques, pesée par différence, correction de la poussée aérostique, détermination de la densité de l'air, contrôle +/-, fonctions régies par le temps, totalisation, formulation, statistiques, 2ème mémoire de tare, identificateur, mémoire des données de produits		

\* RL = Directive 90/384/CEE pour les instruments de pesage à fonctionnement non automatique dans l'Espace Economique Européen

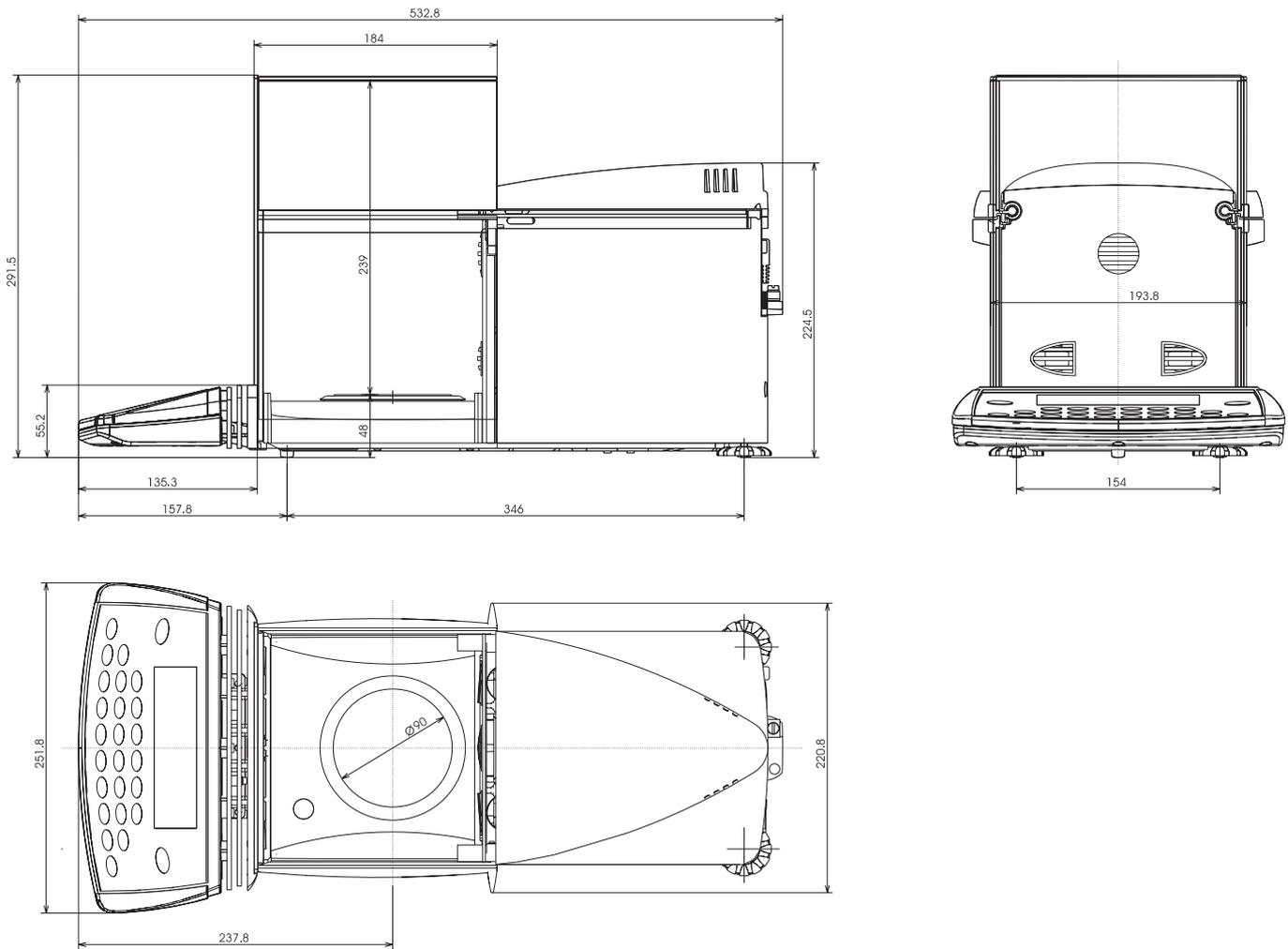
## Accessoires (options)



Accessoires	Référence
<b>Accumulateur rechargeable</b> , externe avec indicateur de charge	YRB05Z
<b>Plateau antistatique</b> pour échantillons électrostatiques <ul style="list-style-type: none"> <li>• pour modèles ME (précision de lecture 0,1 mg et 0,01 mg)</li> <li>• pour ME5</li> </ul>	YWP01ME YWP01MC
<b>Kit de détermination de masses volumiques</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• pour modèles ME avec une précision de lecture de 0,1 mg et 0,01 mg</li> <li>• approuvé pour l'utilisation en usage réglementé (substances liquides) pour tous les modèles ME approuvés avec une précision de lecture de 0,1 mg et 0,01 mg</li> </ul>	YDK01 YDK01-OD
<b>Plaque en verre</b> pour adapter les échantillons à la température de la chambre, pour modèles ME avec une précision de lecture de 0,1 mg et 0,01 mg	YGS01ME
<b>Pédale de commande</b> , avec correcteur en T	YPE01RC
<b>Boîtier de commande manuel</b> avec correcteur en T	YHS02
<b>Souffleur ionisant</b> pour échantillons électrostatiques	YIB01-ODR
<b>Kit de poids</b> pour détermination de la masse volumique de l'air <ul style="list-style-type: none"> <li>• pour ME5</li> <li>• pour modèles ME avec une précision de lecture de 0,1 mg et 0,01 mg</li> </ul>	YSS35-00 YSS45-00
<b>Imprimante</b> approuvée pour l'utilisation ML ; avec horodateur, statistiques et identifications	YDP03-OCE
<b>Rouleaux de papier</b> pour YDP03-OCE, 5 rouleaux de 50 m chacun	6906937
<b>Ruban encreur</b> pour YDP03-OCE	6906918
<b>Kit de calibrage de pipettes</b> , avec logiciel, pour modèles ME avec précision de lecture de 0,1 mg et 0,01 mg	YCP03-1
<b>Logiciel de calibrage de pipettes</b>	YCP03-2
<b>SartoConnect</b> , logiciel de transfert vers un programme d'application (par ex. : Excel) ; <ul style="list-style-type: none"> <li>• avec câble RS232C, longueur 1 m</li> <li>• avec câble RS232C, longueur 5 m</li> <li>• avec câble RS232C, longueur 15 m</li> </ul>	YSC01L YSC01L5 YSC01L15
<b>Connecteur en T</b> , pour connecter deux périphériques à une balance	YTC01
<b>Valise de transport</b> , pour balance ME avec une précision de lecture de 0,1 mg et 0,01 mg	YDB01ME
<b>Table de pesée</b> , pour des opérations de pesée précises et fiables	YWT01
<b>Table de pesée</b> avec pierre centrale reposant sur silentbloks	YWT03
<b>Console</b> pour fixation murale	YWT04
<b>Afficheur à distance</b> , LCD ; taille des chiffres : 13 mm	YRD02Z
<b>Lecteur de code-barre</b>	YBR02FC
<b>Câble de connexion</b> avec connecteur en T pour raccorder le lecteur de code-barre	YCC01-0024M01
<b>Câble de rallonge</b> cellule/afficheur pour ME (longueur 2,7 mètres)	YCC01-MED27
<b>Mode opératoire normalisé</b>	YSC01D
<b>Interface de données</b> compatible PC (9 broches) avec connecteur DIN 5 broches pour lecteur code barre, pour tous les modèles ME	YDO01ME
<b>Interface de données</b> RS485 (ronde, 12 broches) avec prise DIN 5 broches pour lecteur code barre, pour tous les modèles ME	YDO02ME
<b>Câble RS232C</b> pour connecter la ME à un port COM PC 25 broches (longueur 1,5 mètre)	7357312
<b>Câble RS232C</b> pour connecter la ME à un port COM PC 9 broches (longueur 1,5 mètre)	7357314
<b>Coupelles</b> (nacelles) en acier nickel-chrome, 90 × 32 × 8 mm	641214
<b>Coupelles</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• en acier inoxydable, 20 g</li> <li>• en verre, 20 g</li> <li>• avec bec verseur, en acier inoxydable, 300 ml</li> </ul>	6003 6015 6407
<b>Coupelles</b> (nacelles en aluminium pur) <ul style="list-style-type: none"> <li>• 2,7 × 4 × 12 mm, env. 4,5 mg (250 unités)</li> <li>• 6,5 × 7 × 25 mm, env. 52 mg (200 unités)</li> </ul>	6565 6566

## Dimensions (croquis cotés)

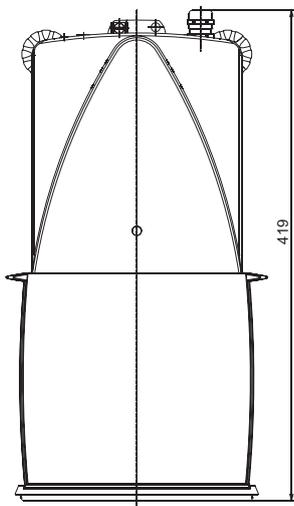
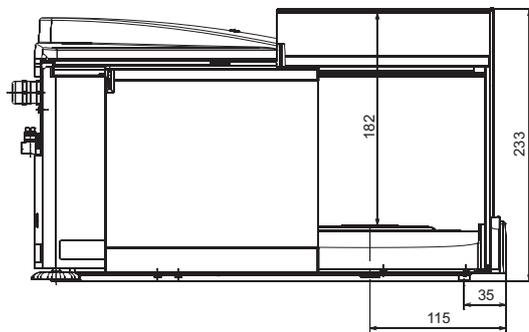
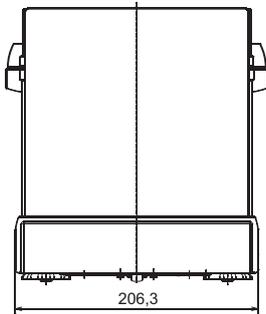
ME215/235/254/414/614



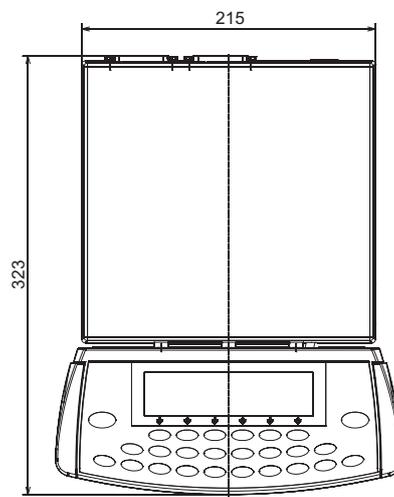
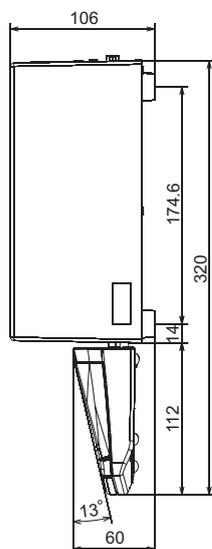
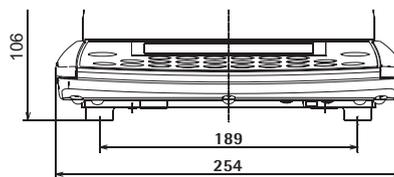
Toutes les dimensions sont en millimètres.

## Dimensions (croquis cotés)

ME36S



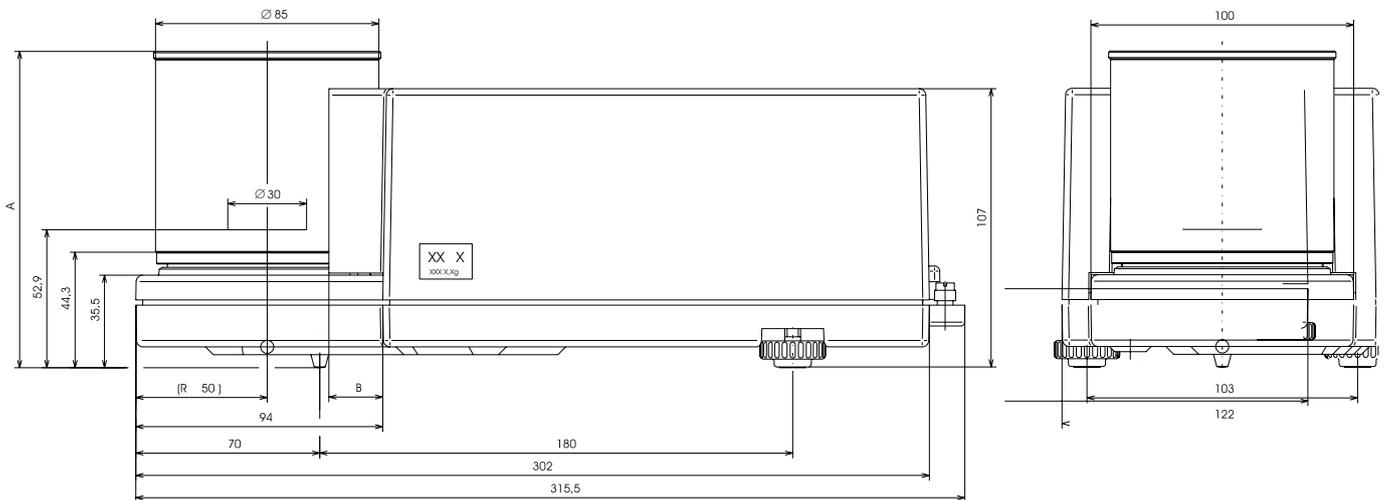
Une cellule électronique fait également partie du capteur ME36S...



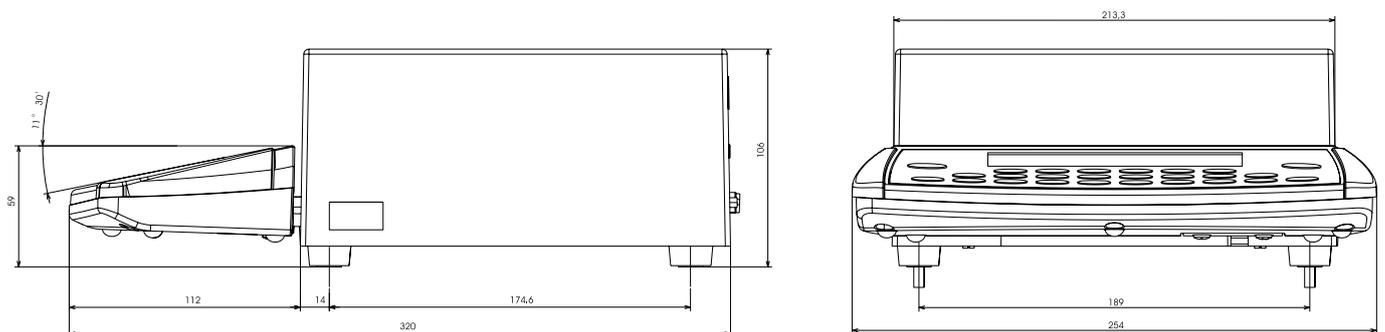
Toutes les dimensions sont en millimètres.

## Dimensions (croquis cotés)

ME215/235/254/414/614



Type	Dimension A	Dimension B
MES / ME5-OCE	121,3	20,5
SE2 /SE2-OCE	121,3	20,5
ME5-F	88,3	---
SE2-F	---	88,3



Toutes les dimensions sont en millimètres.

# Déclarations de conformité

## **Balances utilisées en usage réglementé : Directive 90/384/CEE «Instruments de pesage à fonctionnement non automatique»**

Cette directive réglemente la détermination de la masse en usage réglementé.

La déclaration de conformité au type selon cette directive concernant les instruments de pesage vérifiés par Sartorius avec approbation CE de type se trouve page 165.

La directive réglemente également la vérification CEE effectuée par le fabricant lorsqu'il existe pour l'instrument une approbation **CE** de type et que le fabricant a obtenu auprès de la Commission des Communautés Européennes la certification lui permettant d'exercer ce genre d'activité.

En effectuant la vérification primitive CEE, la société Sartorius répond à la directive de la Communauté Européenne n° 90/384/CEE relative aux instruments de pesage à fonctionnement non automatique qui est en vigueur depuis le 01.01.1993 à l'intérieur de l'Union Européenne et au titre d'approbation du système de contrôle de qualité qui lui a été conféré le 15 février 1993 par le «Niedersächsische Landesverwaltungsamt -Eichwesen» (Administration de Basse-Saxe - direction de la métrologie).

Pour tout complément d'information concernant la marque CE sur les appareils Sartorius et la réglementation actuellement en vigueur dans votre pays, et pour obtenir la liste des personnes à contacter à ce sujet, veuillez vous adresser au bureau de service après-vente Sartorius le plus proche ou à votre fournisseur.

## **«Vérification CEE» – un service de Sartorius**

Le personnel autorisé de notre service après-vente est à même de procéder à la vérification\* primitive de votre balance sur le lieu d'installation dans les Etats-membres de l'Union Européenne et dans les Etats signataires de l'Espace Economique Européen.

### **Service «nouvelle installation»**

La vérification primitive est comprise dans notre forfait de service après-vente «nouvelle installation». Celui-ci vous propose, outre la vérification primitive, toute une gamme de prestations importantes visant à garantir un fonctionnement à votre entière satisfaction :

- Installation
- Mise en marche
- Inspection
- Instruction
- Vérification primitive

Si vous désirez faire effectuer la vérification primitive de votre balance par Sartorius, veuillez solliciter l'intervention d'un membre de notre service après-vente en envoyant la fiche ci-jointe.

### **Vérifications ultérieures en Europe**

La validité de la vérification primitive dépend des directives nationales du pays dans lequel la balance est utilisée. Si vous désirez obtenir des informations sur la réglementation actuellement en vigueur dans votre pays et le nom des personnes que vous pouvez contacter à ce sujet, n'hésitez pas à contacter le centre de service après-vente SARTORIUS le plus proche. Si vous désirez d'autres informations sur le thème «Vérification», renseignez-vous auprès du centre de service après-vente SARTORIUS le plus proche.

\* selon l'accréditation de la société Sartorius



# Déclaration de conformité aux directives 89/336/CEE et 73/23/CEE

L'instrument de pesage électronique de précision de la série  
ME/SE....-...

est conforme aux exigences mentionnées dans les normes de test  
suivantes en relation avec les blocs d'alimentation, les appareils  
périphériques et les raccordements énumérés dans l'Annexe 2 (liste des  
désignations de type et description technique, voir Annexe A1).

## 1. Compatibilité électromagnétique

1.1 Référence : 89/336/CEE : Journal officiel CE n° 2002/C62/02

EN 61326-1 Matériels électriques de mesure, de commande  
et de laboratoire  
Prescriptions relatives à la CEM  
Partie 1 : Prescriptions générales

Emissions parasites : résidentiel, classe B  
Immunité à ces émissions : environnement industriel, fonctionnement non surveillé en continu

## 2. Sécurité d'appareils électriques

2.1 Référence : 73/23/CEE : Journal officiel CE n° 2001/C106/03

EN 61010 Règles de sécurité pour appareils électriques de  
mesurage, de régulation et de laboratoire  
Partie 1 : Prescriptions générales  
EN 60950 Sécurité des matériels de traitement de l'information

Sartorius AG  
37070 Goettingen, Allemagne  
2003

W. Obermann  
(Directeur recherche et  
développement, électronique,  
Département Mécatronique)

Dr. K. Klein  
(Directeur recherche et  
développement, mécanique,  
Département Mécatronique)

# CE Déclaration de Conformité au Type selon la Directive 90/384/CEE

La déclaration concerne les instruments de pesage électromécaniques à fonctionnement non automatique utilisés en tant qu'instruments de pesage légaux. Les balances sont admissibles à la vérification conformément à l'approbation CE de type. Les balances concernées sont indiquées dans la liste ci-dessous avec les désignations respectives du type, du numéro d'approbation CE de type et de la classe de précision:

Modèle	Type d'instrument de pesage	Classe de précision	N° d'approbation CE de type	Avec Certificat d'essai	
				Type	Certificat N°
ME.....-OCE	iso-TEST	Ⓛ	D97-09-018	BE BK	D09-00.31
ME.....-OCE	iso-TEST	Ⓛ	D97-09-018	KC BN	D09-00.31
ME.....-OCE	iso-TEST	Ⓛ	D97-09-018	KD BM	D09-00.31
SE.....-OCE	iso-TEST	Ⓛ	D97-09-018	KC BN	D09-00.31

La société SARTORIUS AG déclare en engageant sa propre responsabilité que les types de balances indiqués ci-dessus sont conformes aux exigences définies par la Directive du Conseil n° 90/384/CEE du 20 juin 1990 relative aux instruments de pesage à fonctionnement non automatique, à la norme européenne correspondante n° EN 45501 relative aux aspects métrologiques des instruments de pesage à fonctionnement non automatique, à la version amendée des lois et décrets nationaux relatifs à la métrologie légale comprenant la transposition de cette directive au niveau national de chaque Etat membre de l'Union Européenne (UE) et des Etats signataires de l'Espace Economique Européen dans leurs versions actuellement en vigueur, et aux prescriptions relatives à la vérification d'instruments de mesure assujettis à l'approbation de type.

Cette déclaration de conformité au type n'est valide que si la plaque d'identification de la balance comporte la marque CE de conformité et la marque verte avec l'inscription « M » (le numéro en gros caractère correspond à l'année d'apposition) :

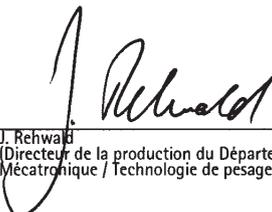


L'absence de ces marques sur la plaque d'identification de la balance annule la validité de la présente déclaration de conformité au type. Pour l'obtention de la validité, la balance doit être soumise par exemple à un contrôle métrologique effectué par un membre habilité de la société SARTORIUS AG. Cette déclaration de conformité au type perd sa validité après toute intervention sur la balance ou, dans quelques Etats, après expiration d'un délai déterminé. Cette déclaration concerne uniquement la balance sans dispositifs auxiliaires.

L'utilisateur de la balance assume l'entière responsabilité concernant l'obtention d'un renouvellement autorisé comme par exemple la vérification ultérieure ou la vérification périodique.

Sartorius AG  
37070 Goettingen, République Fédérale d'Allemagne  
Göttingen, 14.12.2006

  
Dr. G. Maaz  
(Directeur du Département Mécatronique)

  
J. Rehwald  
(Directeur de la production du Département  
Mécatronique / Technologie de pesage)

**Physikalisch-Technische Bundesanstalt**

Braunschweig und Berlin

**EG-Bauartzulassung***Certificat d'approbation de modèle CE*

Zulassungsinhaber: Sartorius AG  
*Délivré à:* Weender Landstraße 94-108  
37075 Göttingen  
Allemagne

Rechtsbezug: § 13 des Gesetzes über das Meß- und Eichwesen vom 23. März 1992  
*En application:* (BGBl. I S. 711), zuletzt geändert am 02.02.2007 (BGBl. I S. 58), in  
Verbindung mit Richtlinie 90/384/EWG, geändert durch 93/68/EWG  
*Article 13 de la Loi en matière de vérification en date du 23 mars 1992 (Journal officiel I p. 711), modifié en dernier lieu le 02.02.2007 (Journal officiel I p. 58)*  
*transposant en droit allemand la Directive 90/384/CEE, modifiée par 93/68/CEE*

Bauart: Nichtselbsttätige elektromechanische Waage  
*Concernant:* Instrument de pesage électromécanique à fonctionnement non automatique  
Typ/type: iso-TEST  
Genauigkeitsklasse/classe **I**, **II**, **III**, **III** Max 2,1 g ... 300 t  
Option: Mehrteilungswaage, Mehrbereichswaage  
*Option: à échelons multiples / à étendues multiples*

Zulassungsnummer: **D97-09-018 7<sup>ème</sup> Révision**  
*Numéro d'approbation:*

Gültig bis: 26.06.2017  
*Valable jusqu'au:*

Anzahl der Seiten: 18  
*Nombre de pages:*

Geschäftszeichen: PTB-1.12-4030179  
*Numéro de référence:*

Benannte Stelle: 0102  
*Organisme notifié:*

Im Auftrag

*Par ordre*

Link

Braunschweig, le 29.06.2007

Siegel  
*Sceau***Version française**

Die Hauptmerkmale, Zulassungsbedingungen und Auflagen sind in der Anlage enthalten, die Bestandteil der EG-Bauartzulassung ist. Hinweise und eine Rechtsbehelfsbelehrung befinden sich auf der ersten Seite der Anlage

*Les caractéristiques principales, les conditions d'approbation et les conditions générales sont spécifiées à l'Appendice qui fait partie intégrante de l'approbation. Informations supplémentaires et relatives aux voies de recours sont données à la page 1 de l'appendice.*

# Physikalisch-Technische Bundesanstalt

Braunschweig und Berlin

**PTB**



## Prüfschein

*Certificat d'essai*

Ausgestellt für: Sartorius AG  
*Délivré à:* Weender Landstraße 94 – 108  
37075 Göttingen  
Allemagne

Prüfgrundlage: EN 45501 (1992), Nr.8.1,  
*En application:* OIML R 76-1 (1992)

Gegenstand: Lastaufnehmer mit Wägezelle und Auswerteelektronik mit digitalem  
*Concernant:* Ausgang als Modul einer elektromechanischen Waage zum Anschluß an  
geeignete Anzeige- und Bedienterminals  
*Recepteur de charge à cellule de pesée et unité de traitement à interface  
digital comme module d'instrument de pesage electro mécanique pour  
connecter à dispositifs d'indication et d'opération appropriés*  
Typ / type: BE BK, KC BN

Kennnummer: ---  
*Numéro de série:*

Prüfscheinnummer: **D09-00.31 1. Revision / 1<sup>ère</sup> Révision**  
*Numéro du certificat d'essai:*

Datum der Prüfung:  
*Date de l'examen:*

Anzahl der Seiten: 8  
*Nombre des pages:*

Geschäftszeichen: 1.14 – 03000657  
*No. de référence:*

Benannte Stelle: 0102  
*Organisme notifié:*

Im Auftrag Braunschweig, 2003-06-23  
*Par ordre*

  
Link

Siegel  
*Sceau*  
L.S.

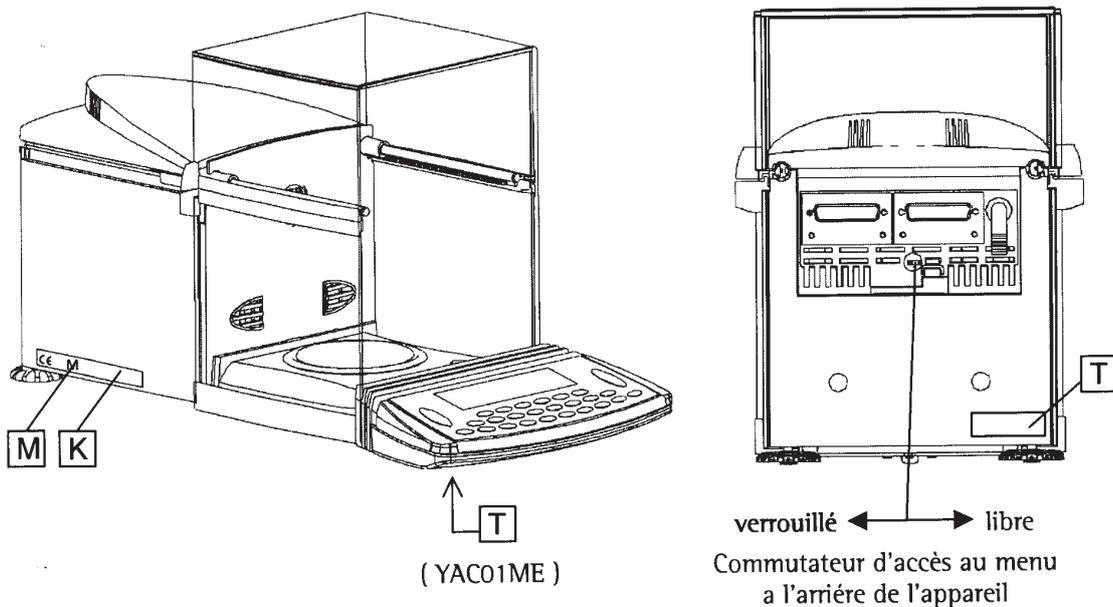
392 00 e-rb

**Version française**

Hinweise siehe erste Seite der Anlage, die Bestandteil des Prüfscheins ist.  
*Informations sur la première page de l'Annexe qui fait partie du Certificat d'essai.*

## Plaques et marques

Type iso-TEST + BE BK

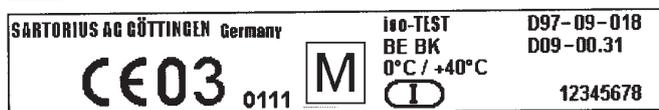


**K** Plaque d'identification avec marque CE de conformité

**M** M vert

**T** Plaque signalétique (désignation du modèle)

Exemple de plaque d'identification sur une balance déjà vérifiée (module de pesage + terminal) **K**



Exemple de plaques signalétiques **T**

module de pesage

et terminal d'affichage et de commande

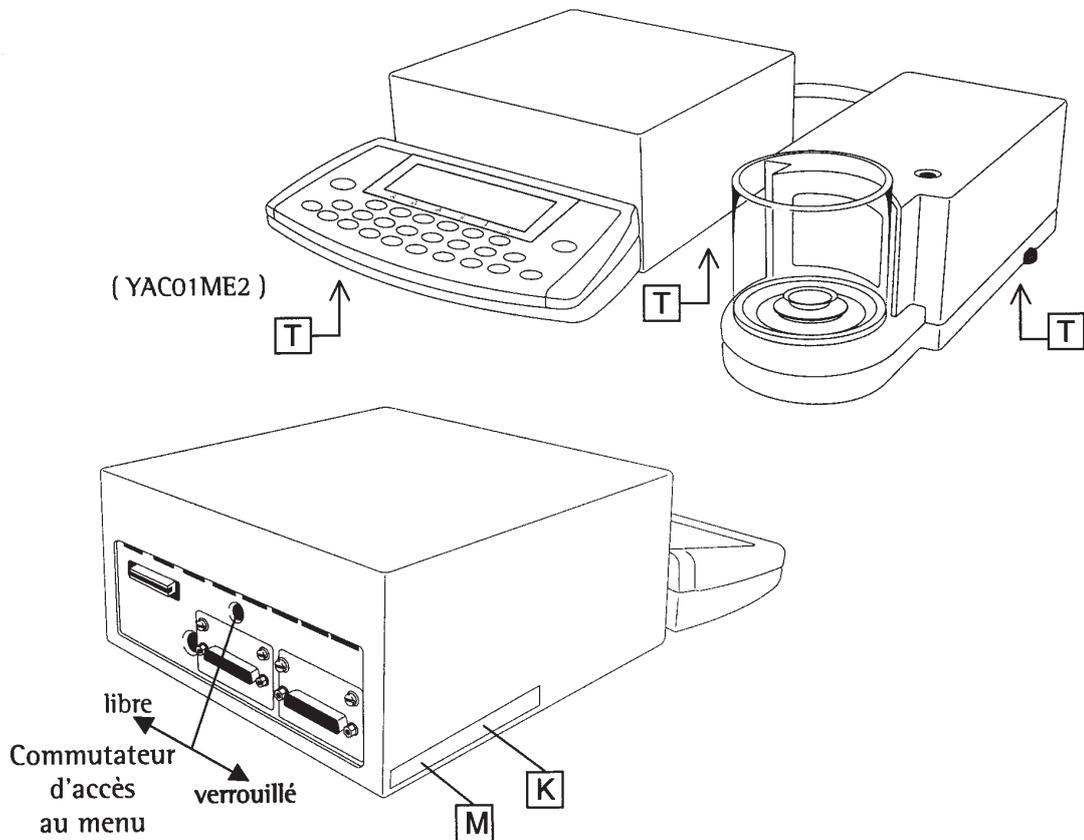


PPME071206f

Type iso-TEST + BE BK

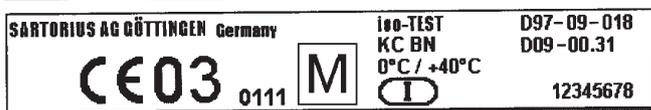
Certificat d'approbation CE de type D97-09-018 + Certificat d'essai CE D09-00.31

Type iso-TEST + KC BN



- K** Plaque d'identification avec marque CE de conformité
- M** M vert
- T** Plaque signalétique (désignation du modèle)

Exemple de plaque d'identification sur une balance déjà vérifiée (module de pesage + terminal) **K**



Exemple de plaques signalétiques **T**

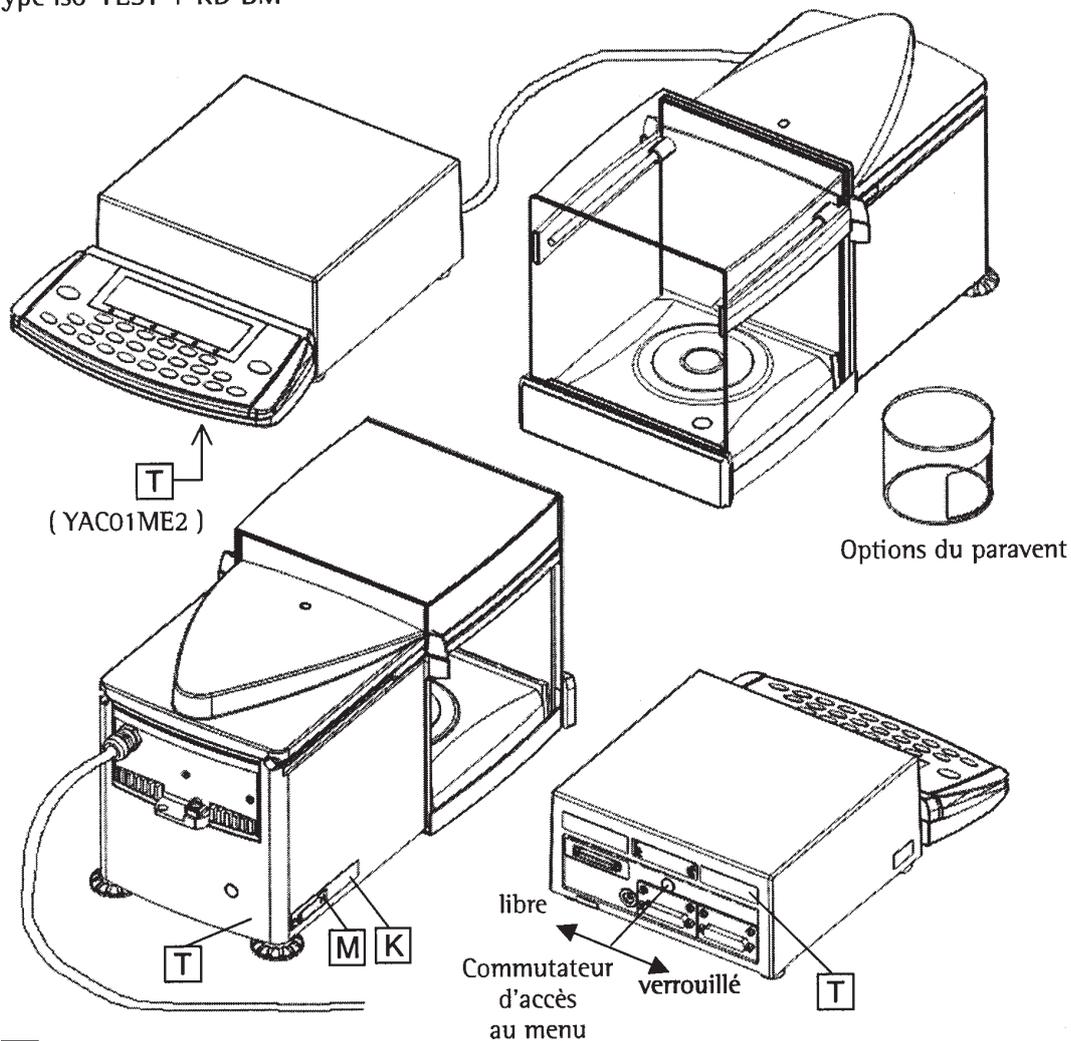
module de pesage et terminal d'affichage et de commande



PPME071206f

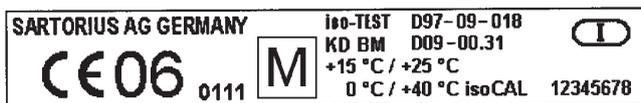
Type iso-TEST + KC BN  
Certificat d'approbation CE de type D97-09-018 + Certificat d'essai CE D09-00.31

Type iso-TEST + KD BM



- M** M vert
- K** Plaque d'identification avec marque CE de conformité
- T** Plaque signalétique (désignation du modèle)

Exemple de plaque d'identification sur une balance déjà vérifiée (module de pesage + terminal) **K**



Exemple de plaques signalétiques **T**

module de pesage et terminal d'affichage et de commande



PPME071206f Type iso-TEST + KD BM  
Certificat d'approbation CE de type D97-09-018 + Certificat d'essai CE D09-00.31

# Index

Accessoires (options)	Page 159	Filtre d'application	Page 27
Adaptation du filtre à l'environnement	Page 27	Fonction CF	Pages 33, 54
Affectation des broches de connecteurs	Page 145	Fonctionnement	Page 47, ...
Afficheur	Page 54	Fonctions diverses	Page 54
Ajustage	Page 55, ...	Fonctions régies par le temps	Page 105
Ajustage automatique	Page 63	Format d'entrée des données	Page 143
Ajustage externe	Page 61	Format de sortie des données	Page 141
Ajustage interne	Page 60	Format des lignes	Pages 43, 138
Approbation CE de type	Page 166	Handshake	Page 144
Arrêt automatique de la balance	Page 54	Handshake logiciel	Page 144
Assistance	Page 2	Heure (entrée)	Page 25
<b>B</b>			
Bargraphe	Page 54	Identification de la valeur de pesée	Page 50
<b>C</b>		Identification individuelle (ID identificateur)	Page 115
Calcul	Page 75	ID opérateur	Page 31
Calibrage	Page 55, ...	Impression automatique	Page 135, ...
Calibrage externe	Page 61	Impression calibrage/ajustage (procès-verbal en bloc)	Page 64
Calibrage interne	Page 60	Imprimante série (PRINTER)	Pages 32, 136, ...
Caractéristiques techniques	Page 153	Incertitude de mesure DKD	Page 126
Changement de résolution	Page 120	Informations spécifiques à la balance	Page 46
Clavier	Page 54	Interfaces	Page 133
Clavier supplémentaire	Page 144	Interface de communication	Page 140
Code (mot de passe)	Page 29	Interface de données	Page 133
Combinaison des applications	Page 128	Interface d'imprimante	Page 136, ...
Combinaisons de plusieurs applications	Page 129	Ionisateur	Page 53
Commande universelle à distance	Pages 33, 54	isoCAL	Page 63
Communication série (PERIPHERALS)	Pages 31, 140, ...	Lecteur de codes-barres	Pages 53, 146
Commutation d'unités	Page 67	Ligne des données métrologiques	Page 131
Comptage	Page 69, ...	Linéarisation	Page 60, ...
Condamnation des fonctions des touches	Pages 33, 54	<b>M</b>	
Conditions de stockage et de transport	Page 12	Maintenance	Page 150
Configuration de l'impression du procès-verbal	Page 44, ...	Marque CE	Page 163
Configuration du procès-verbal	Page 44, ...	Marque de protection	Page 168
Conseils de sécurité	Page 4	Mémoire des données de produits	Page 122
Conseils d'installation	Page 15	Mémorisation manuelle M+	Page 119
Contenu de la livraison	Page 14	Menu de la balance	Page 26, ...
Contraste de l'afficheur	Page 33	Messages d'erreur	Page 147
Contrôle de sécurité	Page 151	Mesures de protection	Page 18
Correction de la poussée aérostatische	Page 95, ...	Mise à niveau	Page 19
Croquis cotés	Page 160	Mise en service	Page 12, ...
<b>D</b>		Mode de mise sous tension	Page 54
Date (entrée)	Page 25	Mode d'emploi abrégé	Annexe
Déballage	Page 12	Montage de la balance	Page 15
Déclarations de conformité	Page 163	Mot de passe (code)	Page 29
Démarrage automatique de l'application		<b>N</b>	
lors de la mise en marche	Page 66	Nettoyage	Page 150
Description générale	Page 2	Numéro du jeu de poids	Page 56
Détermination de la densité atmosphérique	Page 99, ...	Optimisation de référence	Page 70
Détermination de masses volumiques	Page 78, ...	Options	Page 159
Détermination de la masse volumique		Ouverture et fermeture du paravent	Page 51
avec évaluation statistique	Page 129		
Détermination du diamètre	Page 102, ...		
Deuxième mémoire de tare (tare prédéfinie)	Page 113		
Dimensions	Page 160		
Dispositifs et fonctions de commande	Page 8, ...		
<b>E</b>			
Echantillons magnétiques ou magnétisables	Page 47		
Emballage de la balance	Page 20		
Entrée des fonctions de la balance	Page 26		
Entrée des paramètres de l'appareil	Page 29		
Entrée du mot de passe (code) général	Annexe		
Entrée/modification du mot de passe (code)	Page 29		
Entretien et maintenance	Page 150		
Etendue de stabilité	Page 27		
Expédition de la balance	Page 20		

Paramètres d'application	Page 34, ...	Schéma de câblage	Page 146
Paramètres d'application (vue d'ensemble)	Page 35, ...	Schéma de l'appareil	Page 5
Pesage analytique	Page 47	Sélection du processus d'ajustage	Page 59
Pesée en dessous du socle	Page 48	Service après-vente	Page 150
Pesée en pourcentage	Page 72, ...	Setup	Page 23, ...
Pesée par différence	Page 83, ...	Signal acoustique	Page 54
Pesée simple	Page 47	Sommaire	Page 3
Pictogrammes	Page 132	Sortie des données	Page 131, ...
Plaques et marques	Page 168	Sortie des données automatique	Page 135
Ports de contrôle	Page 33	SQmin	Page 124
Précision d'affichage	Pages 28, 35, 67	Statistiques	Page 108
Procès-verbal en bloc pour calibrage/ajustage	Page 64	Synchronisation	Page 144
Procès-verbal ISO/BPL	Page 139	Système antiviol	Page 19
Programmes d'application	Page 66, ...		
<b>Raccordement au secteur</b>	Page 17	<b>Tarage</b>	Page 28, ...
Recyclage	Page 152	Tare/fonction de mise à zéro initiale	Page 28
Réglages	Page 23, ...	Temps de préchauffage	Page 18
Réglage de la langue	Page 23	Test de reproductibilité (reproTEST)	Page 65
Réglage de l'édition	Page 42, ...	Touches (description)	Page 8
Réglages des paramètres	Page 27, ...	Transport	Page 20
Réglages d'usine	Page 27, ...		
Réparations	Page 150	<b>Unité d'affichage à distance</b>	Page 15
Restaurer les réglages d'usine du menu	Page 46	<b>Verrouillage des fonctions des touches</b>	Pages 33, 54
		<b>Zéro automatique</b>	Page 28

# Entrée du mot de passe (code) général

## Entrée du mot de passe (code)

- Pour sélectionner le réglage : appuyer sur la touche .

> **SETUP** apparaît.

- Pour sélectionner les paramètres : appuyer sur les touches de fonction à commandes variables (softkeys)  et .

> Un message s'affiche demandant d'entrer le mot de passe (code) :

SETUP		VERIFI. CODE			
Entrée code :					
<<		<			

- Entrer le mot de passe (code) général (voir ci-dessous).
  - Confirmer le code d'accès : appuyer sur softkey .
- > Les paramètres apparaissent à l'affichage.

- Pour sélectionner le réglage Paramètres de l'appareil «Code d'accès» : appuyer plusieurs fois si nécessaire sur les touches de fonction à commandes variables (softkeys)  ou  et , jusqu'à ce que

> **Code d'accès:** et, le cas échéant, le mot de passe (code) déjà réglé apparaissent :

- Nouveau mot de passe (code) : entrer les chiffres et les lettres du nouveau mot de passe (au max. 8 caractères).

Pour effacer le mot de passe (code) de l'opérateur : entrer la touche  et confirmer.

- Pour confirmer l'entrée : appuyer sur la touche de fonction à commandes variables (softkey) .
- Pour quitter le réglage : appuyer sur la softkey .

> L'application redémarre.

**Mot de passe (code) général :**  
**40414243**

Sartorius AG  
Weender Landstrasse 94-108  
37075 Goettingen, Allemagne

Tél. +49.551.308.0  
Fax +49.551.308.3289  
www.sartorius.com

Copyright by Sartorius AG,  
Goettingen, République Fédérale  
d'Allemagne. Tous droits  
réservés. Toute reproduction ou  
traduction, intégrale ou partielle,  
faite sans le consentement écrit  
de la société Sartorius AG, est  
illicite. Les informations et les  
illustrations contenues dans ce  
manuel correspondent à l'état  
à la date indiquée ci-dessous.  
Sartorius AG se réserve le droit  
de modifier la technique, les  
équipements et la forme des  
appareils par rapport aux  
informations et illustrations  
de ce manuel.

Etat :  
Août 2009, Sartorius AG,  
Goettingen, Allemagne