

# PMA.Vision

## La connexion vers le Futur



# PMA.Vision – Le workflow

Bienvenue dans le futur avec PMA.Vision de Sartorius. Cette station de mélange de peinture vous simplifiera considérablement votre travail quotidien ; la recherche des couleurs et le traitement des commandes sont accessibles plus rapidement via un logiciel sur le Net.

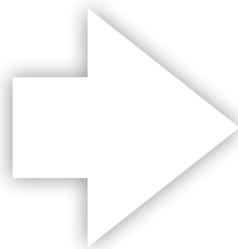
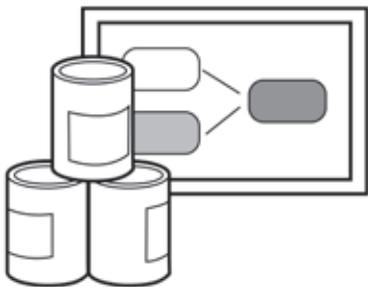
Les opérations de mélange sont gérées facilement et de façon conviviale avec un smartphone ou une tablette.

N'importe quel appareil connecté au réseau peut envoyer les tâches de travail à la PMA.Vision

Le nouveau module de mélange interne de la PMA.Vision permet de sauvegarder les tâches localement sur la balance et de les effectuer de manière indépendante sans aucune connexion à un logiciel de mélange dédié basé sur un PC.

Quand la tâche est terminée, les résultats sont enregistrés dans la balance de manière détaillée et peuvent être récupérés ultérieurement pour le contrôle automatique des stocks, le suivi des COV ou d'autres rapports.

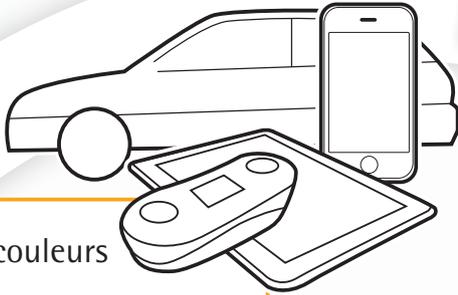
Base de données de couleurs en ligne



Transfert des données



## Atelier de carrosserie



### Récupération des couleurs

- Spectro
- Logiciel de couleur basé sur le Net



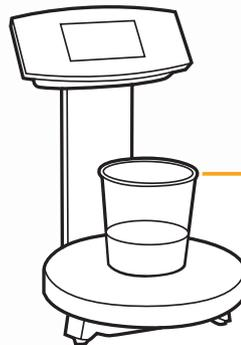
### Coordination des tâches

- Appareils mobiles



### Contrôle automatique des stocks

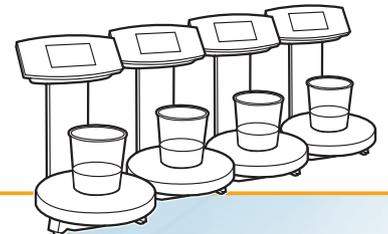
- Sur la base des résultats des tâches



### Processus de mélange de peinture

- Module de mélange intégré
- Indépendant d'un logiciel de couleur

### Installation de plusieurs balances dans un réseau



## Avantages des caractéristiques de PMA.Vision

- Le module de mélange intégré permet à la PMA.Vision de réaliser des tâches de mélange de manière indépendante à partir d'une liste de tâches en interne:
  - Aucun PC | terminal dédié n'est nécessaire dans la zone de mélange
  - Investissement réduit
  - Coûts d'installation plus faibles
  - Le processus de mélange n'a pas besoin d'être pris en charge par un logiciel de couleur
- Les résultats enregistrés par la PMA.Vision serviront à:
  - évaluer la précision des recettes dans la base de données
  - contrôler les débits de peinture au point d'utilisation afin d'automatiser le contrôle des stocks de peinture
  - vérifier que que les recettes se déroulent correctement.

### Environnement de travail propre



- Écran plat en verre résistant aux solvants et plateau de pesée en acier inoxydable pour faciliter le nettoyage



- Interface protégée contre les éclaboussures à l'arrière de l'unité d'affichage et de commande



- Caches de protection pour éviter de tacher l'écran, la colonne et le plateau de pesée pendant les opérations de pesage



Le nouveau concept de connexion de la PMA.Vision améliore le contrôle du cycle de peinture et réduit le coût total des stocks de manière significative.



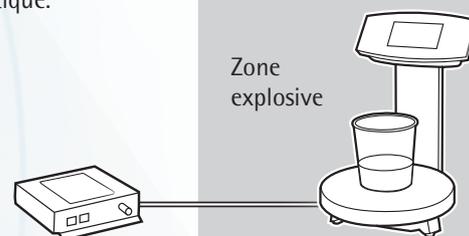
## Facilité d'installation

### □ Un seul câble d'installation

Pour installer la PMA.Vision, un seul câble est nécessaire à l'intérieur de la zone à risque d'explosion. Cela simplifie l'installation et réduit les coûts.

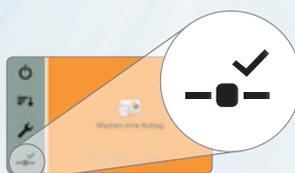
### □ Connectivité

Pour une plus grande efficacité, vous pouvez intégrer une ou plusieurs unités PMA.Vision par adresse IP dans votre infrastructure informatique.



### □ Témoin de connexion

Le symbole affiché dans le bas permet de contrôler facilement l'état de connexion : une coche indique par exemple que la connexion est active.



# Le processus de mélange – La ligne orange

Dotée d'un module de mélange intégré et d'une file d'attente interne de tâches, la balance PMA.Vision évite d'avoir à utiliser des PC dédiés à l'intérieur ou à l'extérieur de la pièce de mélange. Elle effectue l'ensemble de la tâche de mélange indépendamment de tout PC ou terminal.

Choisissez votre tâche dans une liste pouvant contenir jusqu'à 50 tâches variables/fixes optionnelles ou 50 formules fixes.

Grâce à une interface utilisateur intuitive telle que le guide de mélange de PMA Vision, vous pouvez effectuer vos opérations de mélange facilement et avec efficacité.



## Sélectionnez une tâche

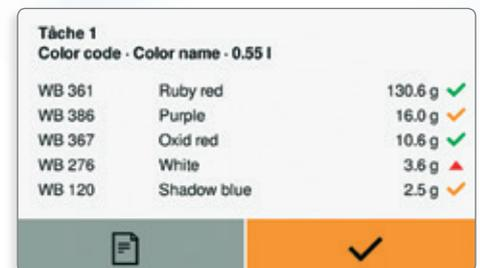


Liste comprenant jusqu'à 50 tâches ou 50 formules fixes

## Démarrage

Fin

Lisez le résultat du mélange



La tâche est terminée : appuyez sur la touche orange

Démarrez le mélange



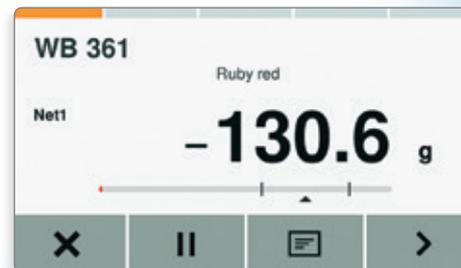
Appuyez sur la touche orange START

Posez le bidon sur la balance



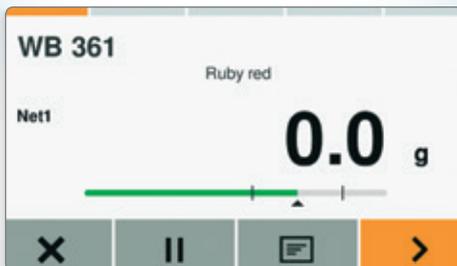
Après le tarage automatique, appuyez sur la touche orange pour continuer

Versez le premier composant



Versez les composants pour atteindre zéro

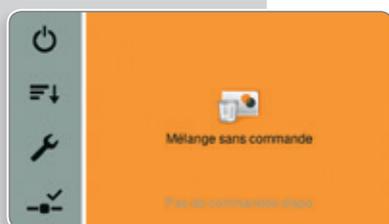
Atteignez la valeur de tolérance



Composant suivant : appuyez sur la touche orange

# Applications internes

La balance offre d'autres applications intégrées telles que le recalcul en cas de surdosage et le pesage avec un facteur (pour différentes tailles de bidon), la commutation des unités, la fonction Polyrange, le verrouillage de l'écran ainsi que la possibilité de mélanger sans programme (mode autonome).



## Mode autonome

En plus de la liste de tâches, il est également possible de travailler en mode autonome.

Cette fonction peut être verrouillée dans le menu à l'aide de la fonction de verrouillage pour éviter toute utilisation non autorisée de la balance.



## Facteur de calcul

Calcul avec un facteur pour adapter une formule au volume du bidon



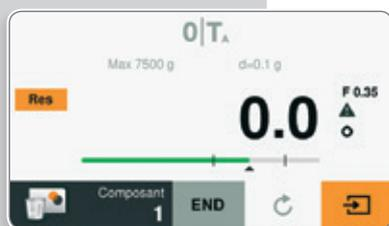
## Recalcul

Fonction de recalcul en cas de surdosage d'un composant



## Double étendue

La résolution peut être commutée manuellement de 0,1 g vers 0,05 g pour une étendue de pesée jusqu'à 999,95 g. L'étendue fine peut être utilisée jusqu'à la capacité maximum par tarage.

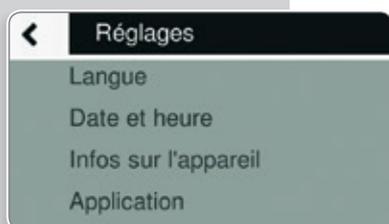
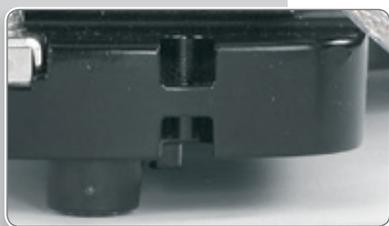


## Bargraphe

Bargraphe pour aider lors du dosage ou indiquer la capacité

# Fonctions avancées

Les fonctions avancées telles que la fonction de verrouillage, la définition d'un mot de passe ou le système antivol permettent de protéger votre appareil. Les réglages personnalisés et la sélection d'une valeur de calibrage | ajustage facilitent considérablement votre travail quotidien.



## Gestion des tâches associées aux utilisateurs

Des ID utilisateurs clairement définis peuvent être affectés à chaque opérateur autorisé.

## Fonction de verrouillage pour éviter toute utilisation non autorisée

Pour éviter toute utilisation non autorisée, il suffit de désactiver l'application "mode autonome" dans le menu de la balance.

## Protection du menu par mot de passe

Protégez vos réglages personnels dans le menu grâce à un mot de passe que vous avez défini vous-même.

## Calibrage | ajustage externe

Calibrage et ajustage de la balance avec un poids externe de 1 kg, 2 kg ou 5 kg

## Système antivol

Fixation à l'arrière de la balance

## Configuration intuitive

Plusieurs langues disponibles au choix permettent de configurer le menu facilement et de manière intuitive.

# Accessoires fonctionnels

Pour que votre balance PMA.Vision puisse rester neuve très longtemps, si elle était toute neuve, nous vous proposons des caches de protection contre les taches de peinture et des poids pour calibrer et réajuster l'appareil. Vous trouverez ci-dessous encore d'autres accessoires qui peuvent s'avérer très pratiques.

## Caches de protection pendant l'utilisation

Cache de protection pour l'écran (paquet de 10)	YDC03PMA10
Cache de protection pour la colonne (paquet de 10)	YDC03PMA-CO10
Cache de protection pour le plateau de pesée (paquet de 10)	YDC03PMA-WP10



## Câbles

Câble de jonction vers le convertisseur de jonction antidéflagrant, longueur 10 m (32,8 ft.)	YCC01-0052M10
Câble de jonction vers le convertisseur, longueur 20 m (65,6 ft.)	YCC01-0052M20
Câble de jonction vers le convertisseur, longueur 30 m (98,4 ft.)	YCC01-0052M30
Câble de mise à la terre, 2 m (6,5 ft.)	YCC01-X046M2
Câble USB, longueur 3 m (9,8 ft.)	YCC01-0040M3



## Alimentation électrique

Bloc d'alimentation USB 5 VDC   1500 mA	YPS07-USB
Jeu d'adaptateurs secteur (US, UE, GB)	YAK01
Jeu d'adaptateurs secteur (AU, ZA, BR)	YAK02
Jeu d'adaptateurs secteur (IN, KR, CN)	YAK03



## Poids d'ajustage

Poids d'ajustage externe de 1 kg (classe F2)	YCW614-AC-00
Poids d'ajustage externe de 1 kg (classe F2) avec certificat du DAKKS	YCW614-AC-02
Poids d'ajustage externe de 2 kg (classe F2)	YCW624-AC-00
Poids d'ajustage externe de 2 kg (classe F2) avec certificat du DAKKS	YCW624-AC-02
Poids d'ajustage externe de 5 kg (classe F2)	YCW654-AC-00
Poids d'ajustage externe de 5 kg (classe F2) avec certificat du DAKKS	YCW654-AC-02



# Caractéristiques techniques

## Données métrologiques

Étendue de pesée	7500 g
Précision de lecture	0,1 g
Étendue de tarage (soustractive)	-7500 g
Température de fonctionnement autorisée	5 ... 40 °C (41 ... 104 °F)
Poids d'ajustage externe	1, 2, 5 kg (classe F2 ou mieux)

## Dimensions | Poids

Plateau de pesée (∅)	233 mm
Boîtier (LxPxH)	233 × 321 × 341 mm
Poids net	env. 2,4 kg

## Alimentation électrique

Alimentation électrique	Bloc d'alimentation YPS07-USB
Tension d'entrée   puissance absorbée	5 VDC   5,1 W standard
Convertisseur de jonction antidéflagrant	Unité de limitation d'énergie comprise

## Approbation antidéflagrante zone 1 | Classe I, Div. 1

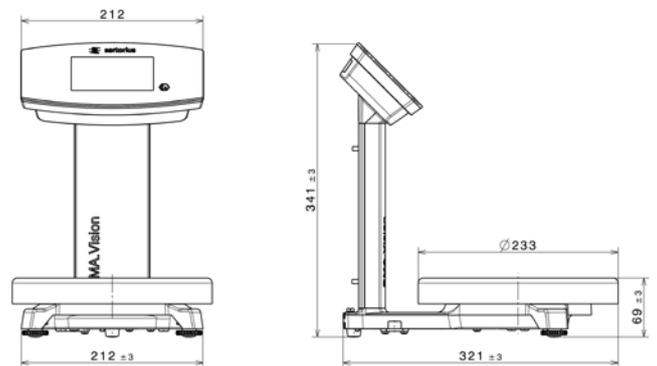
IECEX	Ex ib IIB T4 Gb
ATEX	II 2G Ex ib IIB T4 Gb
FM (USA)	IS CL I, DIV 1, GP C,D T4; CL I, Zone 1, AEx ib IIB T4
FM (CAN)	Ex ia CL I, DIV 1, GP C,D T4; Zone 1, Ex ib IIB T4

## Approbation antidéflagrante zone 2

IECEX	Ex ic IIB T4 Gc
ATEX	II 3G Ex ic IIB T4 Gc

## Indice de protection IP

Protection contre la poussière et l'eau conformément à EN 60529   IEC 60529	IP40
---	------



## Communication

Sortie des données	Ethernet 10   100 Mbits, full ou half duplex
Format	XML ou JSON
Application interne	Module de mélange intégré avec file d'attente interne de tâches (50 tâches ou 50 formulations fixes) Recalcul (correction de surdosages) Calcul avec un facteur (0,25 – 5,0) Double étendue 0,05 g (jusqu'à 999,95 g) Mélange sans traitement des recettes des tâches (absolu, additif)
Interface utilisateur	Flux de processus développé avec des peintres Écran graphique haute résolution Bargraphe pour aider lors du dosage ou indiquer la capacité Textes du menu en 16 langues

# Sales and Service Contacts

For further contacts, visit [www.sartorius.com](http://www.sartorius.com)

## Europe

### Germany

Sartorius Lab Instruments  
GmbH & Co. KG  
Otto-Brenner-Strasse 20  
37079 Goettingen  
Phone +49.551.308.0  
Fax +49.551.308.3289

### France & Suisse Romande

Sartorius France  
2, rue Antoine Laurent de Lavoisier  
ZA de la Gaudrée  
91410 Dourdan  
Phone +33.1.70.62.50.00  
Fax +33.1.64.59.76.39

### Austria

Sartorius Austria GmbH  
Modecenterstrasse 22  
1030 Vienna  
Phone +43.1.7965760.0  
Fax +43.1.7965760.24

### Belgium

Sartorius Belgium N.V.  
Rue Colonel Bourg 105  
1030 Bruxelles  
Phone +32.2.756.06.90  
Fax +32.2.481.84.11

### Finland & Baltics

Sartorius Biohit Liquid Handling Oy  
Laippatie 1  
00880 Helsinki  
Phone +358.9.755.951  
Fax +358.9.755.95.200

### Hungary

Sartorius Hungária Kft.  
Kagyló u. 5.  
2092 Budakeszi  
Phone +3623.457.227  
Fax +3623.457.147

### Ireland

Sartorius Ireland Ltd.  
Unit 41, The Business Centre  
Stadium Business Park  
Ballycoolin Road  
Dublin 11  
Phone +353.1.8089050  
Fax +353.1.8089388

### Italy

Sartorius Italy S.r.l.  
Viale A. Casati, 4  
20835 Muggiò (MB)  
Phone +39.039.4659.1  
Fax +39.039.4659.88

### Netherlands

Sartorius Netherlands B.V.  
Phone +31.30.60.53.001  
Fax +31.30.60.52.917  
[info.netherlands@sartorius.com](mailto:info.netherlands@sartorius.com)

### Poland

Sartorius Poland sp.z o.o.  
ul. Wrzesinska 70  
62-025 Kostrzyn  
Phone +48.61.6473830  
Fax +48.61.6473839

### Russian Federation

LLC "Sartorius RUS"  
Uralskaya str. 4, Lit. B  
199155 St. Petersburg  
Phone +7.812.327.53.27  
Fax +7.812.327.53.23

### Spain & Portugal

Sartorius Spain, S.A.  
Avda. de la Industria, 32  
Edificio PAYMA  
28108 Alcobendas (Madrid)  
Phone Spain +34.913.586.095  
Phone Portugal +351.800.855.800  
Fax Spain +34.913.589.623  
Fax Portugal +351.800.855.799

### Switzerland

Sartorius Mechatronics Switzerland AG  
Ringstrasse 24a  
8317 Tagelswangen (ZH)  
Phone +41.44.746.50.00  
Fax +41.44.746.50.50

### U.K.

Sartorius UK Ltd.  
Longmead Business Centre  
Blenheim Road, Epsom  
Surrey KT19 9QQ  
Phone +44.1372.737159  
Fax +44.1372.726171

### Ukraine

LLS "Sartorius RUS"  
Post Box 440 "B"  
01001 Kiev, Ukraine  
Phone +380.44.411.4918  
Fax +380.50.623.3162

## Americas

### USA

Sartorius Corporation  
5 Orville Drive, Suite 200  
Bohemia, NY 11716  
Phone +1.631.254.4249  
Toll-free +1.800.635.2906  
Fax +1.631.254.4253

### Argentina

Sartorius Argentina S.A.  
Int. A. AVALOS 4251  
B1605ECS Munro  
Buenos Aires  
Phone +54.11.4721.0505  
Fax +54.11.4762.2333

### Brazil

Sartorius do Brasil Ltda  
Avenida Senador Vergueiro 2962  
São Bernardo do Campo  
CEP 09600-000 - SP- Brasil  
Phone +55.11.4362.8900  
Fax +55.11.4362.8901

### Canada

Sartorius Canada Inc.  
2179 Dunwin Drive #4  
Mississauga, ON L5L 1X2  
Phone +1.905.569.7977  
Toll-Free +1.800.668.4234  
Fax +1.905.569.7021

### Mexico

Sartorius de México, S.A. de C.V.  
Libramiento Norte de Tepetzotlan s/n,  
Colonia Barrio Tlacateco,  
Municipio de Tepetzotlan,  
Estado de México,  
C.P. 54605  
Phone +52.55.5562.1102  
Fax +52.55.5562.2942  
[leadsmex@sartorius.com](mailto:leadsmex@sartorius.com)

### Peru

Sartorius Peru S.A.C.  
Av. Emilio Cavenecia 264 San Isidro  
15073 Lima, Perú  
Phone +51.1.441 0158  
Fax +51.1.422 6100

## Asia | Pacific

### Australia

Sartorius Australia Pty. Ltd.  
Unit 5, 7-11 Rodeo Drive  
Dandenong South Vic 3175  
Phone +61.3.8762.1800  
Fax +61.3.8762.1828

### China

Sartorius (Shanghai) Trading Co., Ltd.  
3rd Floor, North Wing, Tower 1  
No. 4560 Jinke Road  
Zhangjiang Hi-Tech Park  
Pudong District  
Shanghai 201210, P.R. China  
Phone +86.21.6878.2300  
Fax +86.21.6878.2882

### Hong Kong

Sartorius Hong Kong Ltd.  
Unit 1012, Lu Plaza  
2 Wing Yip Street  
Kwun Tong  
Kowloon, Hong Kong  
Phone +852.2774.2678  
Fax +852.2766.3526

### India

Sartorius Weighing India Pvt. Ltd.  
#69/2-69/3, NH 48, Jakkasandra,  
Nelamangala Tq  
562 123 Bangalore, India  
Phone +91.80.4350.5250  
Fax +91.80.4350.5253

### Japan

Sartorius Japan K.K.  
4th Fl., Daiwa Shinagawa North Bldg.  
8-11, Kita-Shinagawa 1-chome  
Shinagawa-ku, Tokyo, 140-0001 Japan  
Phone +81.3.3740.5408  
Fax +81.3.3740.5406

### Malaysia

Sartorius Malaysia Sdn. Bhd  
Lot L3-E-3B, Enterprise 4  
Technology Park Malaysia  
Bukit Jalil  
57000 Kuala Lumpur, Malaysia  
Phone +60.3.8996.0622  
Fax +60.3.8996.0755

### Singapore

Sartorius Singapore Pte. Ltd  
1 Science Park Road,  
The Capricorn, #05-08A,  
Singapore Science Park II  
Singapore 117528  
Phone +65.6872.3966  
Fax +65.6778.2494

### South Korea

Sartorius Korea Ltd.  
8th Floor, Solid Space B/D,  
PanGyoYeok-Ro 220, BunDang-Gu  
SeongNam-Si, GyeongGi-Do, 463-400  
Phone +82.31.622.5700  
Fax +82.31.622.5799

### Thailand

Sartorius (Thailand) Co. Ltd.  
129 Rama 9 Road,  
Huaykwang  
Bangkok 10310  
Phone +66.2643.8361-6  
Fax +66.2643.8367



◀▶ [www.sartorius.com/paintmixing](http://www.sartorius.com/paintmixing)