


Practum<sup>®</sup>



turning science **into solutions**

Practum<sup>®</sup>.  
Start Weighing Right.





Bénéficiez du meilleur rapport qualité-prix, sans compromis au niveau de la précision et de la fiabilité. Vous pouvez compter sur des résultats cohérents et une excellente répétabilité qui sont garantis par la qualité et la technologie Sartorius made in Germany.

# Practum

## What I Like ...

### **Paravent pratique et robuste**

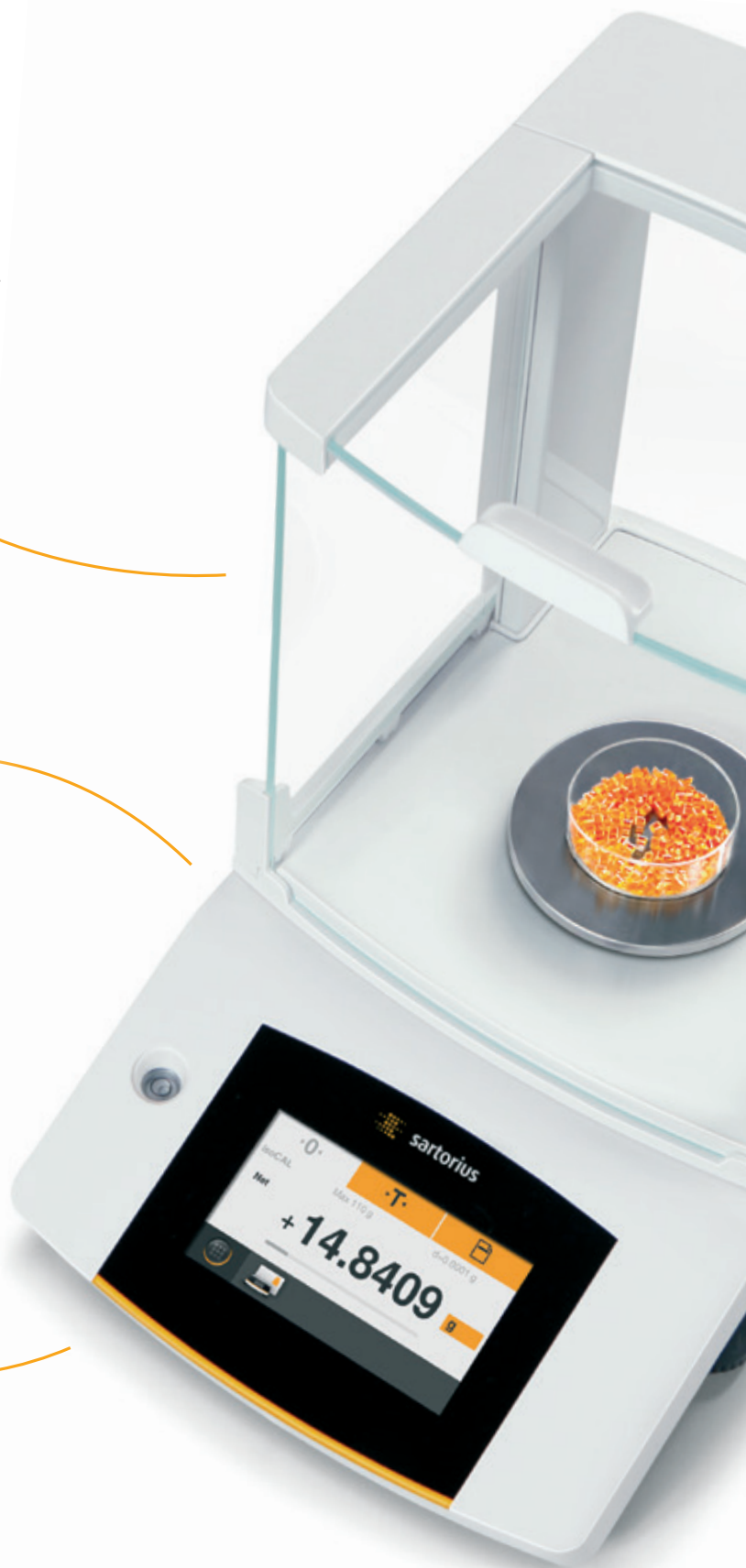
Le robuste paravent résiste également à une utilisation par des personnes moins expérimentées. Il est entièrement démontable et les éléments en verre peuvent être nettoyés en lave-vaisselle.

### **Résultats de mesure toujours fiables grâce à un système de pesage robuste**

Les systèmes de pesage haute résolution made in Germany permettent à la balance de toujours fonctionner en toute confiance.

### **Pas de problèmes en cas d'échantillons de très grande taille grâce au dispositif de pesage en dessous du socle de la balance**

Pour peser de très grands volumes ou des substances magnétiques.





**Supervisor Lock**

Les formateurs ont la possibilité de verrouiller le menu pour que les élèves se concentrent sur le cours et que les appareils ne soient pas manipulés par erreur.

**Documentation toujours complète grâce à l'interface USB et à l'enregistrement des données dans Microsoft® Excel**

L'interface USB reconnaît automatiquement une imprimante de laboratoire Sartorius. Il est également possible d'écrire directement les résultats de pesée dans une feuille de tableur Microsoft® Excel sans logiciel supplémentaire.

**Documentation simple des modifications grâce à une édition des valeurs de pesée commandée à intervalles réguliers**

Par exemple, la balance documente automatiquement des processus de prise | perte de poids ou des procédures de remplissage.

**Mise à niveau facile grâce à de très grands pieds de réglage**

Deux grands pieds de réglage faciles à ajuster et un niveau à bulle parfaitement lisible sur le devant de la balance facilitent la mise à niveau et contribuent à obtenir des résultats de pesée fiables et reproductibles.



**Plug & Play**  
Imprimante standard YPD40

# Practum®.

## Start Weighing Right.

Avec la nouvelle Practum®, impossible de faire des erreurs : Practum® est une balance de laboratoire extrêmement robuste et fiable qui a tout ce qu'il vous faut pour effectuer des applications standard et vous ne payez que ce dont vous avez réellement besoin.



### **Pesée**

Que vous ayez de très petits échantillons qui relèvent du domaine analytique ou des échantillons de plusieurs kilos, vous pouvez peser des échantillons entiers ou doser des pâtes, des poudres et des liquides avec une très grande précision.



### **Comptage**

Avec votre balance, comptez des objets identiques tels que des comprimés, des vis, etc. Pour un travail plus facile, plus rapide et plus précis que si vous le faisiez à la main.



### **Détermination de la masse volumique**

Avec la balance Practum® et le dispositif optionnel de détermination de la masse volumique, vous pouvez déterminer la masse volumique d'un corps solide.



### **Détermination de la valeur maximum**

Cette fonction vous permet de mesurer une force maximale, par exemple la force d'impulsion d'une balle qui rebondit, ou de peser une charge de grand volume qui cache l'écran.



### **Contrôle**

Vous pouvez contrôler si différents objets, par exemple des paquets, se trouvent à l'intérieur d'une plage de tolérance.



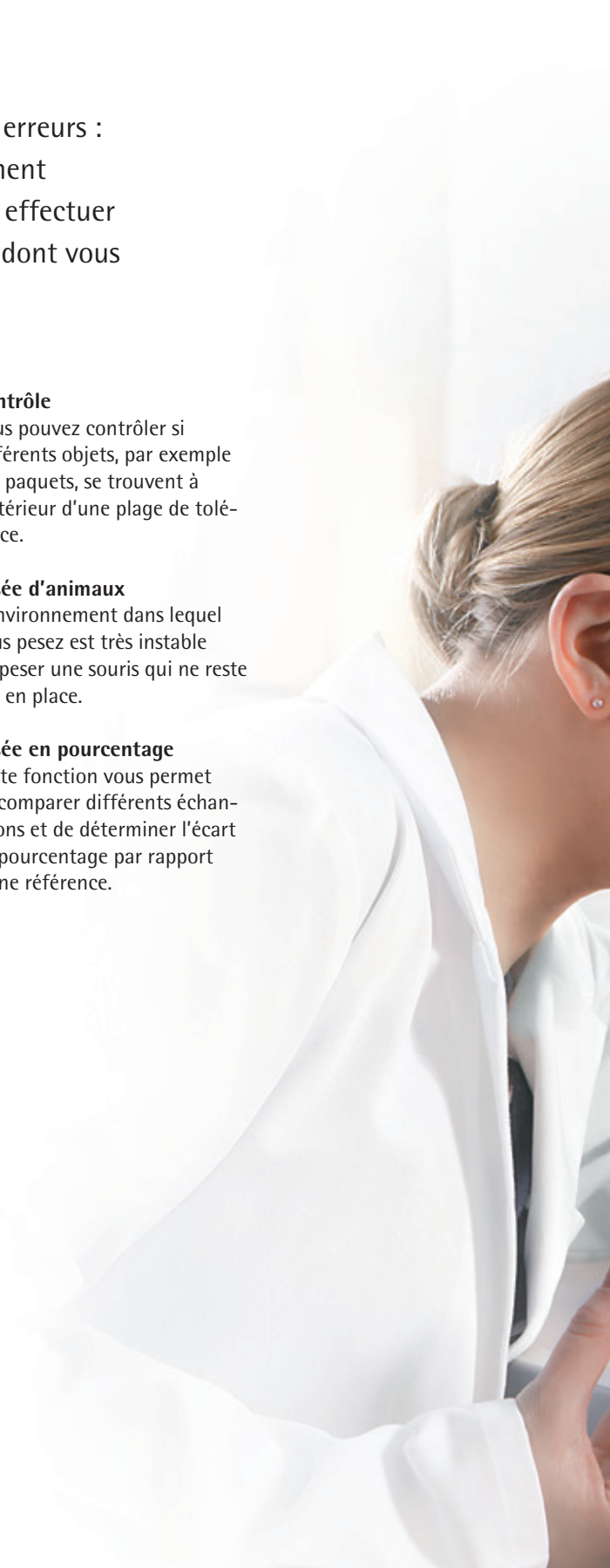
### **Pesée d'animaux**

L'environnement dans lequel vous pesez est très instable ou pesez une souris qui ne reste pas en place.



### **Pesée en pourcentage**

Cette fonction vous permet de comparer différents échantillons et de déterminer l'écart en pourcentage par rapport à une référence.





Practum



## Caractéristiques techniques de Practum®

Modèle		224	124	64	513	313	213	3102	2102	1102	612	412	6101	5101	2101	6100	5100	
Etendue de pesée	g	220	120	60	510	310	210	3100	2100	1100	610	410	6100	5100	2100	6100	5100	
Précision de lecture	mg	0,1	0,1	0,1	1	1	1	10	10	10	10	10	100	100	100	1000	1000	
Répétabilité	mg	0,1	0,1	0,1	1	1	1	10	10	10	10	10	100	100	100	500	500	
Linéarité	mg	0,2	0,2	0,2	2	2	2	30	30	30	30	30	300	300	300	1000	1000	
Temps de stabilisation typique	s	2	2	2	1	1	1	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1	1	
Dimensions du plateau de pesée	∅ mm	90	90	90	120	120	120	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	
Hauteur de la chambre de pesée	mm	209	209	209	209	209	209											
Poids net	kg	4,5	4,5	4,5	4,9	4,9	4,9	3,1	3,1	3,1	3,1	3,1	3,1	3,1	3,1	3,1	3,1	
	Lb	9,9	9,9	9,9	10,8	10,8	10,8	6,8	6,8	6,8	6,8	6,8	6,8	6,8	6,8	6,8	6,8	
Dimensions P × L × H	mm	360 × 216 × 320						360 × 216 × 95										
	Pouces	14,1 × 8,5 × 12,6						14,1 × 8,5 × 3,75										
Interface	Mini USB – Reconnaissance automatique de l'imprimante Sartorius YDP40   YDP20-OCE – Transmission directe des données vers des applications Microsoft® sans logiciel supplémentaire – Intervalle programmable pour l'édition des données – Sélection de SBI, protocoles de transfert des données au format tableau ou texte																	
Supervisor Lock	Verrouillage du menu pour protéger contre toute manipulation involontaire																	
Boîtier et paravent	Boîtier robuste facile à nettoyer et paravent facile à utiliser avec ses vitres amovibles.																	
Programmes d'application standard	Pesée, masse volumique, pourcentage, contrôle ±, valeur maximum, comptage et pesée d'animaux																	
Système antivol	Kensington Lock et oeillet de fixation pour chaîne ou câble																	
Housse de protection	Standard																	
Pesée en dessous du socle	Oui																	
Accessoires	Voir la liste d'accessoires de Practum®																	
Développement et fabrication	Made in Germany																	



◆ [www.sartorius.com](http://www.sartorius.com)

### 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

### Germany

Sartorius Lab Instruments GmbH & Co. KG  
Weender Landstrasse 94–108  
37075 Goettingen

Phone +49.551.308.0  
Fax +49.551.308.3289