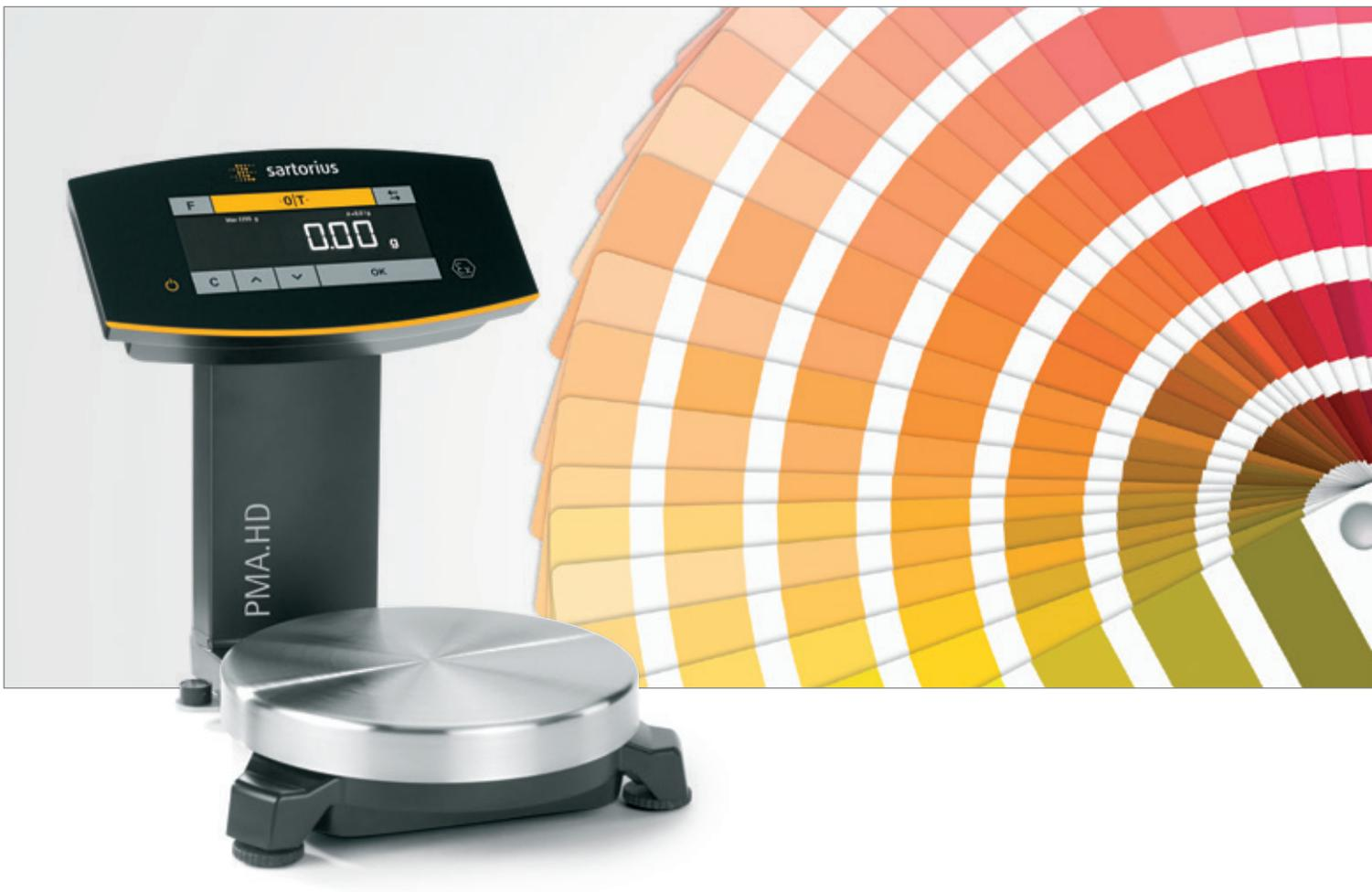


PMA.HD

Quand chaque goutte compte



Mélange de peinture haute précision

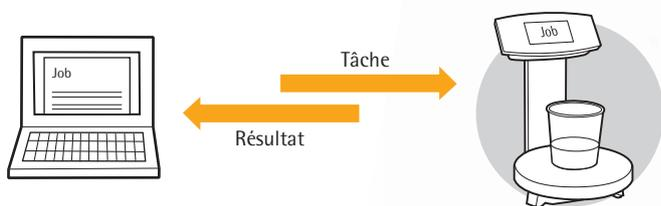
La solution PMA.HD est idéale pour ceux qui recherchent une très grande précision dans le traitement de petites quantités.

Affichant une haute résolution de 10 mg, possédant l'agrément Ex Zone 1 | Classe I, Div. 1 et connectable à un logiciel de gestion des couleurs, le PMA.HD réunit les caractéristiques requises pour atteindre des résultats efficaces et rapides au sein de votre laboratoire de couleurs.

Sa forme ergonomique qui occupe peu d'espace au sol, son écran de qualité supérieure, et ses différentes options d'alimentation, font du PMA.HD le produit idéal pour vos réparations terrain.

Module de mélange intégré

- Module de mélange intégré pour des applications de formulation indépendantes du PC



Applications intégrées

- Fonction de recalcul en cas de surdosage d'un composant
- Fonction de calcul qui permet d'ajuster la formulation au volume du récipient.
- Calibrage et ajustage de la balance avec un poids externe de 1 kg ou 2 kg

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



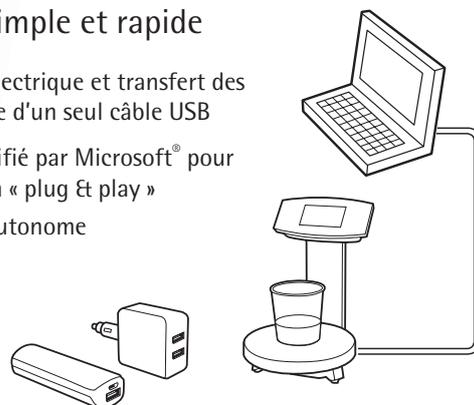
- Caches de protection pour l'écran pour éviter les taches pendant l'utilisation





Installation simple et rapide

- Alimentation électrique et transfert des données à l'aide d'un seul câble USB
- Pilote USB certifié par Microsoft® pour une installation « plug & play »
- Alimentation autonome



Nouvel écran à fort contraste



- Large angle de lecture et lisibilité parfaite même à une grande distance



- Touches tactiles avec confirmation visuelle



- Bargraphe avec fonction de zoom pour faciliter le dosage | indiquer la capacité

Dispositifs de sécurité améliorés ▷

Conformité avec les réglementations internationales ▷

Logiciel exclusif PMA.Management ▷

Fonctions avancées

Protection contre une utilisation non autorisée



- Fonction de verrouillage immédiate : activation manuelle sur pression du symbole de verrouillage
- Fonction de verrouillage de la communication : verrouillage automatique de l'écran s'il n'y a pas de communication en cours entre la balance et le PC



- Système antivib avec fixation à l'arrière de la balance

Conformité avec les réglementations internationales



- Conformité avec les réglementations légales
- Certification antidéflagrante



Logiciel exclusif PMA.Management



- Réglage aisé des paramètres de la balance grâce au menu intuitif
- Entête personnalisé de la balance (par ex. dénomination commerciale)
- Application de comptage de base, par ex. pour un contrôle d'inventaire



sartorius

F

·0|T·

↕

Max 2200 g

d = 0.01g

0.00 g

⏻

C

^

v

OK

Ex

PMA.HD

Accessoires fonctionnels

Maintenez votre balance PMA.HD, comme neuve grâce aux caches de protection contre les tâches éventuelles et à l'aide du poids d'ajustage pour l'étalonner. Vous trouverez également ci-dessous d'autres accessoires fonctionnels.

Caches de protection pendant l'utilisation

Cache de protection pour l'écran (paquet de 10)	YDC03PMA10
---	------------



Câbles

Câble de jonction vers le convertisseur Ex-link, longueur 10 m (32,8 ft.)	YCC01-0052M10
Câble de jonction vers le convertisseur Ex-link, longueur 20 m (65,6 ft.)	YCC01-0052M20
Câble de jonction vers le convertisseur Ex-link, longueur 30 m (98,4 ft.)	YCC01-0052M30
Câble de mise à la terre, 2 m (6,5 ft.)	YCC01-X046M2
Câble USB, longueur 5 m (16,4 ft.)	YCC01-0040M5



Alimentation électrique

Bloc d'alimentation USB 5 VDC 900 mA	YPS06-USB
Jeu d'adaptateurs secteur (US, UE, RU)	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 F1)	YCW613-AC-00
Poids d'ajustage externe de 1 kg (classe F1) avec certificat du DAkkS	YCW613-AC-02
Poids d'ajustage externe de 2 kg (classe F1)	YCW623-AC-00
Poids d'ajustage externe de 2 kg (classe F1) avec certificat du DAkkS	YCW623-AC-02



Caractéristiques techniques

Données métrologiques

Étendue de pesée	2 200 g
Précision de lecture	0,01 g
Étendue de tarage (soustractive)	-2 200 g
Température de fonctionnement admissible	5 ... 40 °C (41 ... 104 °F)
Poids d'ajustage externe	1 ou 2 kg (classe F1 minimum)

Dimensions | Poids

Plateau de pesée (Ø)	180 mm
Boîtier (LxPxH)	212 × 294 × 261 mm
Poids net	env. 2,1 kg

Alimentation électrique

Alimentation électrique	via USB 2.0 ou supérieur ou bloc d'alimentation YPS06-USB
Tension d'entrée puissance absorbée	5 VDC 2 W
Convertisseur de jonction antidéflagrant (uniquement balance pour zone Ex 1)	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

Indice de protection IP

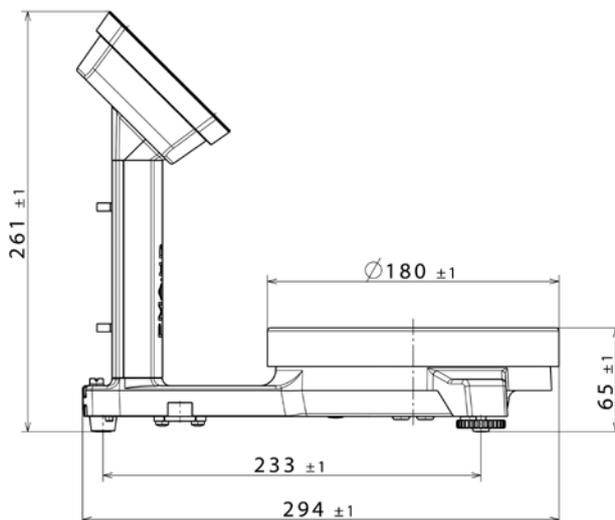
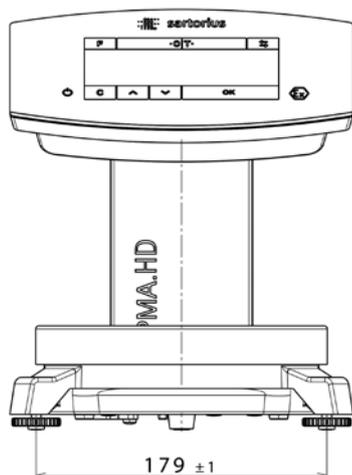
Protection contre la poussière et l'eau conformément à EN 60529 IEC 60529 :	IP40
---	------

Communication

Sortie des données	USB Type B
Protocole	Sartorius SBI XBPI
Format	ASCII 7 bits, 1 bit de départ, 1 ou 2 bits d'arrêt
Parité	Paire, impaire ou aucune
Vitesse de transmission	1 200 à 57 600 bits/s
Mode Handshake	Logiciel, hardware ou aucun

Application interne	Module de mélange intégré pour une tâche Recalcul (correction de surdosages) Calcul avec un facteur (0,25 – 5,0) Traitement autonome des recettes (absolu, additif) Précision de lecture réglable sur 0,1 g Test du hardware et symbole de communication
---------------------	---

Interface utilisateur	Écran à fort contraste Touches tactiles Bargraphe pour la visualisation du dosage Textes du menu en 12 langues
-----------------------	---



Sales and Service Contacts

For further contacts, visit 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.
Via Torino 3/5
20814 Varedo (MB)
Phone +39.0362.5557.11
Fax +39.0362.5557.99

Netherlands
Sartorius Netherlands B.V.
Phone +31.30.60.53.001
Fax +31.30.60.52.917
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"
Vasilyevsky Island
5th line 70, Lit. A
199178 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. Ávalos 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
1173 North Service Road West, D4
Oakville, ON L6M 2V9
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

Peru
Sartorius Peru S.A.C.
Avenue Alberto del Campo 411
Floor 12 - The Office
15076 - San Isidro, Lima
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
10 Science Park Rd
The Alpha #02-13/14
Singapore Science Park II
Singapore 117684
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