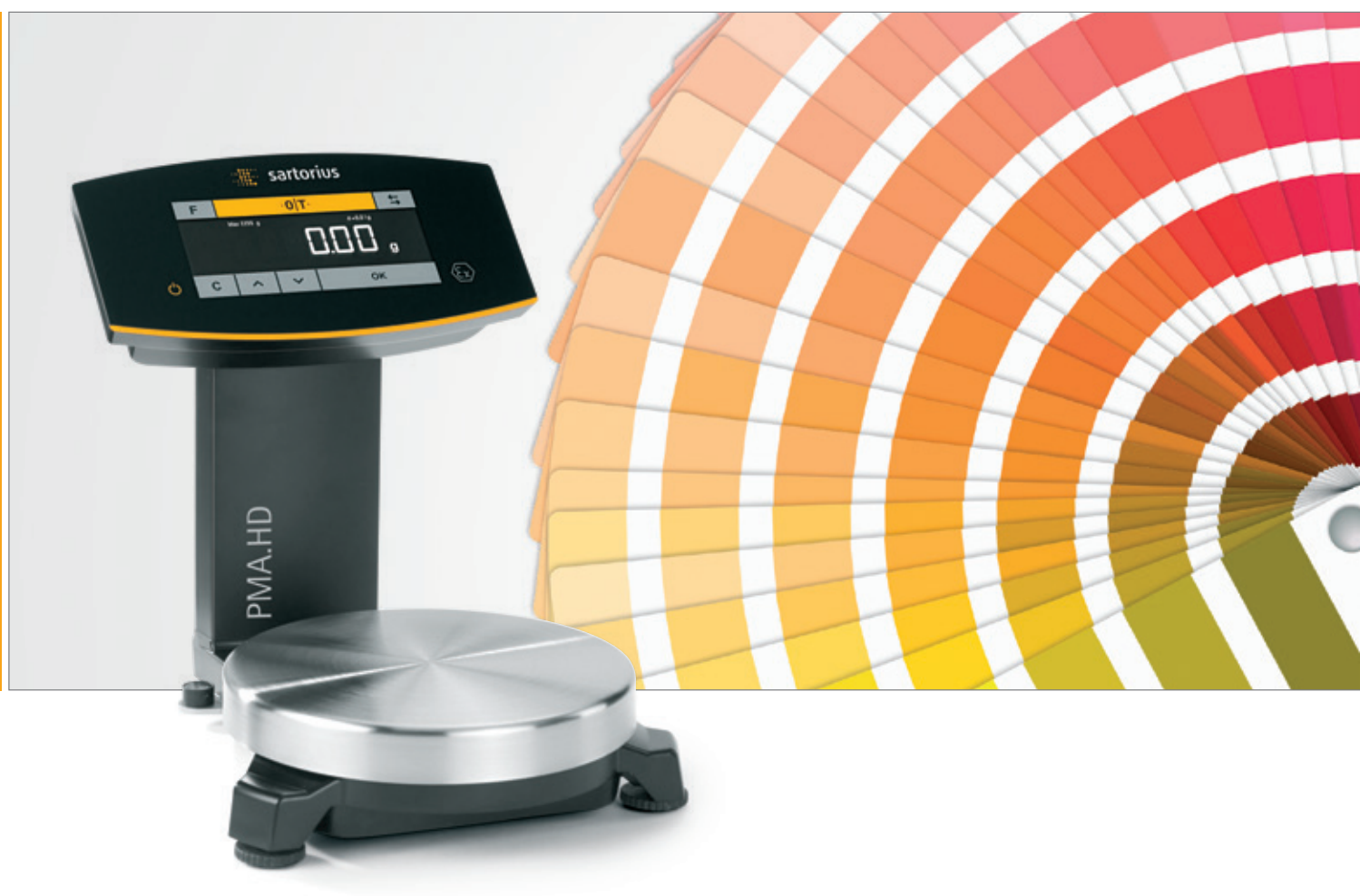


PMA.HD

Cuando cada gota cuenta



Mezclado de pintura de alta precisión

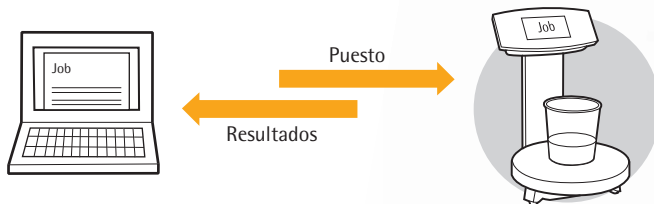
PMA.HD es la solución ideal para pintores y tiendas que requieran una mayor exactitud con las cantidades más pequeñas.

Con una resolución alta de 10 mg, la aprobación de Zona 1 Ex. | Clase I, Div. 1 y la capacidad de conectarse a su software de color, PMA.HD ofrece las especificaciones ideales para obtener unos resultados rápidos y eficaces en su laboratorio de desarrollo de colores.

El diseño ergonómico tiene unas dimensiones menores y ahorra espacio, y la visualización superior junto con las opciones de energía versátiles hacen que PMA.HD sea la solución ideal para reparaciones móviles.

Módulo de mezclado interno

- Módulo de mezclado integrado para procesamiento de formulación independiente de un PC



Aplicaciones integradas

- Función de recálculo en caso de verter demasiada cantidad de un componente
- Cálculo de factor para adaptar una receta a cualquier tamaño de bote
- Se puede calibrar la báscula externamente con 1 kg o 2 kg

Entorno de trabajo limpio



- Pantalla de vidrio plana y resistente a los disolventes y plataforma de pesaje de acero inoxidable para una limpieza fácil



- Interfaz protegida contra derrames por detrás de la parte superior

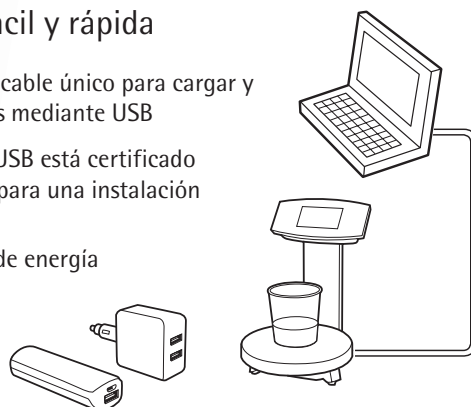


- Tapas utilizadas durante el uso para evitar manchas en la pantalla



Instalación fácil y rápida

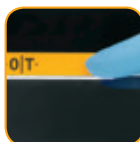
- Solución de un cable único para cargar y transmitir datos mediante USB
- El controlador USB está certificado por Microsoft® para una instalación "plug & play"
- Configuración de energía independiente



Nueva pantalla de alto contraste



- Ángulo de visión amplio y legibilidad perfecta, incluso a distancia



- Sensor táctil con indicaciones visuales



- Gráfico de barras con funcionalidad de zoom como apoyo a la dosificación | indicador de capacidad

Mecanismos de seguridad mejorados ▷

En cumplimiento con las normativas internacionales ▷

Software PMA.Management exclusivo ▷

Características avanzadas

Prevención de un uso no autorizado



- Función de bloqueo automático: se activa manualmente pulsando el símbolo del candado
- Función de bloqueo de la comunicación: se muestra el candado automáticamente si no hay una comunicación en curso entre la báscula y el PC



- Protección antirrobo con punto de fijación en la parte trasera



En cumplimiento con las normativas internacionales

- De acuerdo con las normativas legales
- Certificado a prueba de explosiones



Software PMA.Management exclusivo



- Opciones de la báscula fácilmente ajustables con un menú intuitivo
- Texto de introducción para mensajes personalizados de la báscula (p. ej. marcado)
- Aplicación de recuento básico, p. ej. para el control de inventario



Accesorios funcionales

Mantenga su PMA.HD funcionando como el primer día durante más tiempo: con cubiertas para proteger la báscula de manchas de pintura y pesos para recalibrarla. Consulte otros accesorios útiles que quizás le sean de ayuda.

Cubiertas de protección

Cubiertas de protección para la pantalla (juego de 10)	YDC03PMA10
--	------------



Cables

Cable de interconexión al conversor de enlace Ex., longitud 10 m (32,8 ft)	YCC01-0052M10
Cable de interconexión al conversor de enlace Ex., longitud 20 m (65,6 ft)	YCC01-0052M20
Cable de interconexión al conversor de enlace Ex., longitud 30 m (98,4 ft)	YCC01-0052M30
Cable de tierra, 2 m (6,5 ft)	YCC01-X046M2
Cable USB, longitud 5 m (16,4 ft)	YCC01-0040M5



Fuente de alimentación

Conector de alimentación USB, 5 VDC 900 mA	YPS06-USB
Juego de adaptadores de CA (EE. UU, UE, RU)	YAK01
Juego de adaptadores de CA (AU, ZA, BR)	YAK02
Juego de adaptadores de CA (IN, KR, CN)	YAK03



Pesas de calibración

Pesa de calibración externa de 1 kg (clase F1)	YCW613-AC-00
Pesa de calibración externa de 1 kg (clase F1) con certificado DAKKS	YCW613-AC-02
Pesa de calibración externa de 2 kg (clase F1)	YCW623-AC-00
Pesa de calibración externa de 2 kg (clase F1) con certificado DAKKS	YCW623-AC-02



Datos técnicos

Datos metrológicos

Capacidad	2200 g
Resolución	0,01 g
Margen de tara (sustractiva)	-2200 g
Temperatura de servicio permitida	5 ... 40 °C (41 ... 104 °F)
Pesa de calibración externa	1 o 2 kg (clase F1 o mejor)

Dimensiones | Peso

Plataforma de pesaje (Ø)	180 mm
Carcasa (A × P × A)	212 × 294 × 261 mm
Peso neto	Aprox. 2,1 kg

Fuente de alimentación

Fuente de alimentación	Mediante USB 2.0 o superior o conector de alimentación YPS06-USB
Voltaje de entrada consumo energético	5 VDC 2 W
Convertor de enlace Ex. (solo báscula zona 1 Ex.)	Unidad de limitación de energía incluida

Aprobación de zona 1 Ex. | Clase I, Div. 1

IECEx	Ex ib IIB T4 Gb
ATEX	II 2G Ex ib IIB T4 Gb
FM (EE. UU.)	IS CL I, DIV 1, GP C,D T4; CL I, Zona 1, AEx ib IIB T4
FM (CAN)	Ex ia CL I, DIV 1, GP C,D T4; Zona 1, Ex ib IIB T4

Protección IP

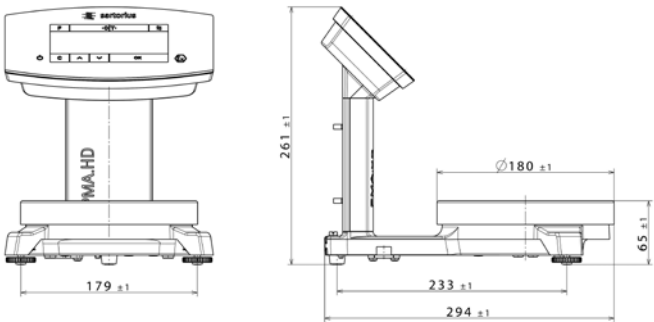
Clasificación de protección contra agua y polvo conforme a EN 60529 IEC 60529:	IP40
--	------

Comunicación

Salida de datos	USB Tipo B
Protocolo	Sartorius SBI XBPI
Formato	ASCII de 7 bits, inicio de 1 bit, parada de 1 o 2 bits
Paridad	Uniforme, impar, sin paridad
Velocidades de transmisión	Entre 1200 y 57.600 bit/s
Modo Handshake	Software, hardware o ninguno

Aplicación interna	Módulo de mezclado integrado para una tarea Recálculo (corrección de vertidos excesivos) Cálculo mediante factor (entre 0,25 y 5,0) Procesamiento de recetas independiente (total, aditivo) Legibilidad cambiable a 0,1 g Prueba de hardware y símbolo de comunicación
--------------------	---

Interfaz de usuario	Pantalla de alto contraste Sensor táctil Gráfico de barras como ayuda para la dosificación o indicador de capacidad Menú de texto en 12 idiomas
---------------------	--



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
Modectcenterstrasse 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