

PMA.Vision La Conexión con el Futuro



El flujo de trabajo con PMA.Vision

Bienvenido al futuro del mezclado de pintura: La estación de mezclado PMA.Vision de Sartorius simplificará considerablemente sus procesos de trabajo diarios. Acelere la búsqueda de colores y el procesamiento de pedidos con un software basado en la web.

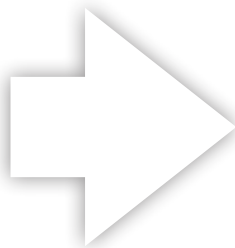
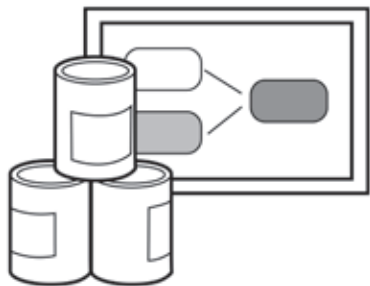
Los trabajos de mezclado se pueden gestionar cómoda y fácilmente desde dispositivos móviles, como una tablet o un smartphone.

Los trabajos se pueden enviar a la PMA.Vision y gestionarse desde cualquier dispositivo en red.

Usando el nuevo módulo interno de mezclado de la PMA.Vision, los trabajos se guardan de forma local directamente en la báscula, y se pueden dirigir de forma independiente, sin conexión a un software específico de mezclado guardado en un PC.

Los resultados detallados de los trabajos se almacenan en la báscula cuando el trabajo se completa, y se pueden recuperar más tarde para un control automático del stock, seguimiento del VOC, otros informes, etc.

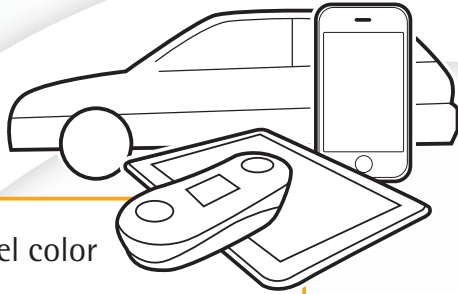
Base de datos de color online



Transferencia de datos



Taller



Recuperación del color

- Spectro
- Software de color basado en la web



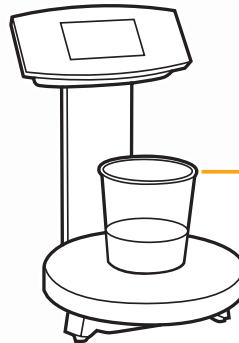
Coordinación del trabajo

- Dispositivos móviles



Control automático del stock

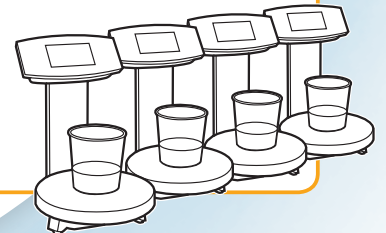
- Utilizar resultados de trabajo



Proceso de mezclado de pintura

- Módulo de mezclado integrado
- Independiente del software de color

Instalación de varias básculas en una red



Las características de PMA.Vision – ¡Sus ventajas!

- El módulo de mezclado integrado permite a la PMA.Vision procesar de manera independiente los trabajos de mezclado desde una lista de trabajos interna:
 - No es necesario un PC | terminal específico en el área de mezclado
 - Menor inversión
 - Costes de instalación más bajos
 - El proceso de mezclado no necesita el soporte de un software de color
- Los resultados de trabajo de la PMA.Vision pueden usarse para:
 - Evaluar la exactitud de las fórmulas en la base de datos
 - Controlar el consumo de pintura en el punto de uso para automatizar el control de stock.
 - Comprobar el procesamiento correcto de la fórmula

Ambiente de trabajo limpio



- Pantalla plana, de cristal resistente a disolventes y plato de pesaje de acero inoxidable para una limpieza fácil



- Interfaz protegida de los derrames en la parte trasera del cabezal



- Cubiertas durante su uso para la pantalla, la columna y el plato de pesaje para evitar manchas



El nuevo concepto de conexión de la PMA.Vision mejora el control del ciclo de pintura y reduce significativamente el costo total de tenencia.



Instalación sencilla

□ Instalación con un solo cable

Dentro de la zona de peligro, la PMA.Vision necesita solo un cable. Esto simplifica la instalación y reduce costos.

□ Conectividad

Se pueden integrar una o varias unidades de PMA.Vision por dirección IP en su infraestructura TI para incrementar la eficiencia.

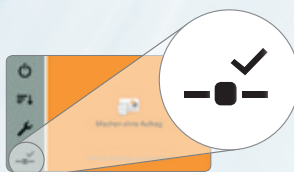


Zona Ex



□ Estado de conexión

El estado actual de la conexión se puede ver fácilmente por el icono en la pantalla. Por ejemplo, una marca de verificación indica que la conexión está activa:



El proceso de mezcla - La línea naranja

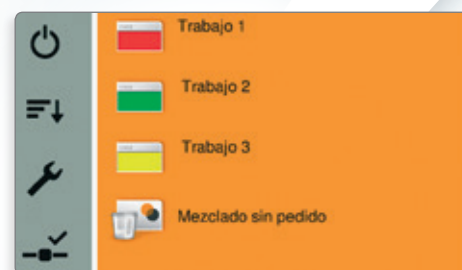
La PMA.Vision con módulo de mezclado integrado y cola de trabajo interna hace innecesarios unos PCs específicos dentro o fuera de la sala de mezclado. La PMA.Vision procesa completamente las tareas de mezclado de forma independiente de cualquier PC o terminal.

Elija su trabajo de una lista de hasta 50 trabajos variables/fijos o de 50 fórmulas fijas.

Una interfaz de usuario intuitiva como la guía de mezclado de la PMA.Vision conserva sus procesos de mezclado sencillos y eficientes.



Seleccione un trabajo



Lista de trabajos de hasta 50 trabajos o 50 fórmulas fijas

Inicio

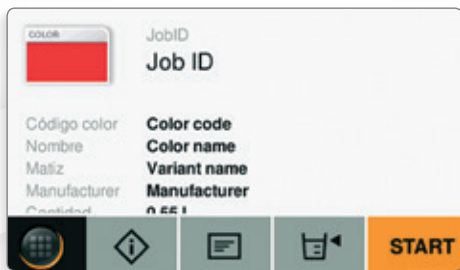
Fin

Obtener resultados de mezclado

Trabajo 1		
Color code - Color name - 0.55 l		
WB 361	Ruby red	130.6 g ✓
WB 386	Purple	16.0 g ✓
WB 367	Oxid red	10.6 g ✓
WB 276	White	3.6 g ▲
WB 120	Shadow blue	2.5 g ✓

El trabajo se completó - presione la tecla naranja

Iniciar mezcla



Presione la tecla naranja START

Coloque la lata en la báscula



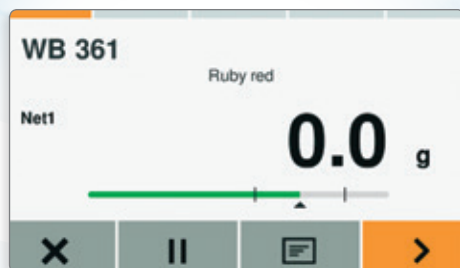
Después de la tara automática avance - presione la tecla naranja

Complete el primer componente



Complete los componentes hasta llegar a cero

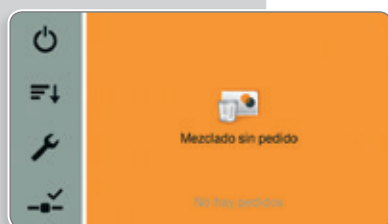
Alcanzar el rango de tolerancia



Siguiente componente - presione la tecla naranja

Aplicaciones internas

Otras aplicaciones incorporadas incluyendo el recálculo, factor de ponderación (para diferentes tamaños de lata), conmutación de unidades, funcionalidad multi-rango, bloqueo de la pantalla, así como la capacidad de mezclar sin un trabajo (modo autónomo).



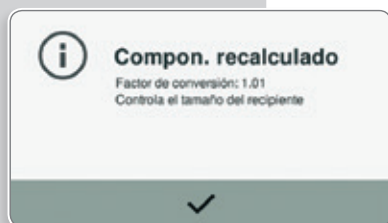
Mezclado sin un trabajo

Además de la lista de trabajos, usted tiene la opción de trabajar en modo autónomo. Esta característica se puede bloquear en la configuración usando la función de bloqueo para evitar un uso no autorizado.



Factor de cálculo

Factor de cálculo para adaptar la fórmula a cualquier tamaño de lata



Recálculo

Función recálculo en caso de exceso de vertido de algún componente.



Doble rango

La resolución de 0,1 g se puede cambiar manualmente a 0,05 g para un rango de hasta 999,95 g. El rango más fino se puede usar hasta la capacidad máxima través del tarado.

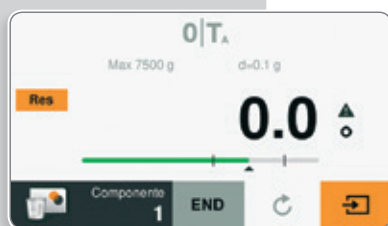
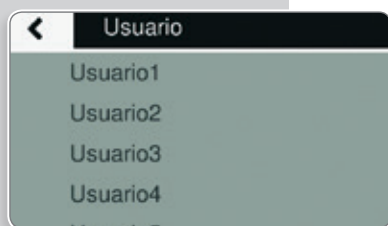


Gráfico de barras

Gráfico de barras como asistente en la dosificación o como indicador de capacidad

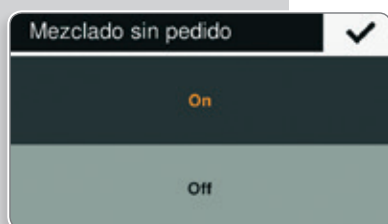
Funciones adicionales

Las funciones adicionales como la de bloqueo, configuración de la contraseña o protección antirrobo, protegerán su báscula. La configuración personalizada y la selección de valores de calibración harán que su actividad de trabajo diaria sea mucho más cómoda.



Gestión del trabajo asociado al usuario

Se pueden asignar IDs de usuario claramente definidos a cada mezclado autorizado.



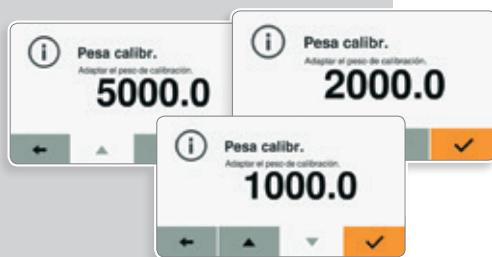
Función de bloqueo por uso no autorizado

Para evitar el uso no autorizado, simplemente hay que desactivar la aplicación de "mezclado sin trabajo" en la configuración de la báscula.



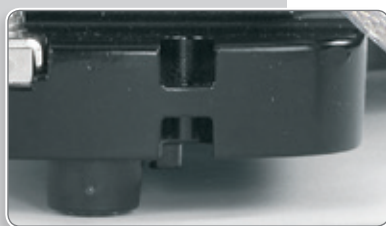
La configuración está protegida por contraseña

Proteja su configuración de menú personalizada con su propia contraseña definida por el usuario.



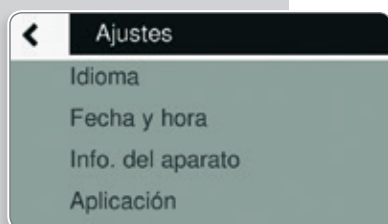
Calibración externa

La balanza se puede calibrar externamente con 1 kg, 2 kg o 5 kg.



Protección antirrobo

Punto de fijación en la parte trasera



Configuración intuitiva

Selección de lenguajes múltiples para una configuración del menú fácil e intuitiva.

Accesorios funcionales

Mantenga su PMA.Vision trabajando como nueva durante el mayor tiempo posible: con cubiertas para proteger su báscula de manchas de pintura y pesas para recalibrarla. Vea qué otros accesorios útiles pueden ser prácticos para usted.

Cubiertas durante el uso

Cubierta durante el uso para pantalla (juego de 10)	YDC03PMA10
Cubierta durante el uso para columna (juego de 10)	YDC03PMA-CO10
Cubierta durante el uso para plato de pesaje (juego de 10)	YDC03PMA-WP10



Cables

Cable link a convertidor Ex link, longitud 10 m (32,8 pies)	YCC01-0052M10
Cable link a convertidor Ex link, longitud 20 m (65,6 pies)	YCC01-0052M20
Cable link a convertidor Ex link, longitud 30 m (98,4 pies)	YCC01-0052M30
Cable de tierra, 2 m (6,5 pies)	YCC01-X046M2
Cable USB longitud 3 m (9,8 pies)	YCC01-0040M3



Fuente de alimentación

Enchufe de corriente USB 5 VDC 1500 mA	YPS07-USB
Juego de adaptadores AC (US, EU, UK)	YAK01
Juego de adaptadores AC (AU, ZA, BR)	YAK02
Juego de adaptadores AC (IN, KR, CN)	YAK03



Pesas de calibración

Pesa de calibración externa de 1 kg (clase F2)	YCW614-AC-00
Pesa de calibración externa de 1 kg (clase F2)	YCW614-AC-02
Con certificado DAKKS	
Pesa de calibración externa de 2 kg (clase F2)	YCW624-AC-00
Pesa de calibración externa de 2 kg (clase F2)	YCW624-AC-02
Con certificado DAKKS	
Pesa de calibración externa de 5 kg (clase F2)	YCW654-AC-00
Pesa de calibración externa de 5 kg (clase F2)	YCW654-AC-02
Con certificado DAKKS	



Datos Técnicos

Datos metrológicos

Capacidad	7500 g
Legibilidad	0.1 g
Rango de tara (sustractivo)	-7500 g
Temperatura recomendada operacional	5 ... 40 °C (41 ... 104 °F)
Pesa de calibración externa	1, 2, 5 kg (clase F2 o mejor)

Dimensiones | peso

Platos de pesaje(Ø)	233 mm
Carcasa (AnxFxAl)	233 x 321 x 341 mm
Peso neto	aprox. 2.4 kg

Fuente de alimentación

Fuente de alimentación	Enchufe YPS07-USB
Voltaje de entrada consumo de energía	5 VDC 5,1 W típicamente.
Convertidor Ex-link	Unidad limitante de energía incluida

Aprobación zona Ex | clase I, Div. 1

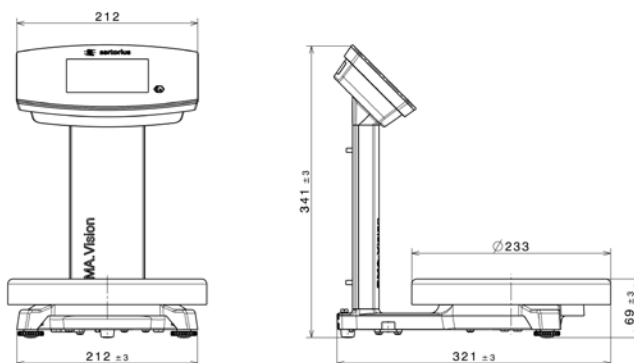
IECEX	Ex ib IIB T4 Gb
ATEX	II 2G Ex ib IIB T4 Gb
FM (EEUU)	IS CL I, DIV 1, GP C,D T4; CL I, Zona 1, AEx ib IIB T4
FM (CAN)	Ex ia CL I, DIV 1, GP C,D T4; Zona 1, Ex ib IIB T4

Aprobación zona Ex 2

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

Protección IP

Calificación de protección contra el polvo y el agua de acuerdo con la norma EN 60529 IEC 60529:	IP40
--	------



Comunicación

Salida de datos	Ethernet 10 100 Mbit, Duplex medio o completo
Formato	XML- o JSON
Aplicación interna	Módulo de mezcla integrado con lista interna de trabajos (50 trabajos o 50 fórmulas fijas) Recálculo (corrección de errores por vertido extra) Cálculo por factor (0,25 - 5,0) Doble rango 0,05 g (hasta 999,95 g) Mezclado sin procesamiento de la fórmula de un trabajo (absoluto, aditivo)
Interfaz de usuario	Flujo del proceso desarrollado junto con pintores Pantalla gráfica de alta resolución Gráfico de barras como asistente en la dosificación o como indicador de capacidad Menú de texto en 16 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
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

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 Tepotzotlan s/n,
Colonia Barrio Tlacateco,
Municipio de Tepotzotlan,
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.
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