



PMA.Power – Simplemente potente hasta 35 kilos

Sólida sin compromiso

- Gran display de 14 segmentos
- Nuevo diseño de la membrana de teclado
- Función de desplazamiento de texto (Scrolling-Text)
- Información de inicio programable
- Función de recálculo
- Cálculo de recetas integrado
- Función de bloqueo del display
- Cabezal de lectura instalable de manera flexible
- Piezas de la carcasa resistentes a los disolventes
- Interfaz RS232 en serie
- Menú Setup en varios idiomas
- Servicio técnico en el mundo entero
- Puede usar en áreas con riesgo de incendio



Sartorius PMA.Power

La nueva báscula PMA.Power es la solución ideal cuando no desea tolerar compromisos al mezclar grandes cantidades de pintura.

El sistema de pesaje monolítico con una resolución de 0,1 g con una capacidad de pesada de hasta 35 kg hace posible la dosificación rápida y precisa de grandes barriles de pintura.

Gracias a la alta resolución puede también dosificar cantidades pequeñas sin problema con la PMA.Power. Con ello puede economizarse los gastos para la compra de una segunda báscula.

La PMA.Power está equipada en serie con una interfaz. Esto significa:

- Utilizable como solución de funcionamiento independiente (Stand-alone)
- Conexión con un PC
- Utilización en combinación con un sistema de mezclado

Con el gran display mejorado de 14 segmentos pueden representarse legiblemente tanto los valores de pesada como los componentes de pintura y otras informaciones importantes para el personal encargado de la mezcla de pinturas. También pueden visualizarse simple y confortablemente textos largos con la función de desplazamiento de texto "Scrolling-Text".

Además, el display de la báscula PMA.Power está equipado con un soporte que otorga flexibilidad ya que puede instalarse en la pared o sobre la mesa. Así Ud. puede diseñar su lugar de trabajo individualmente según sus necesidades. ¡Con ello, Ud. tiene todo lo importante con una mirada!

La PMA.Power puede ser asegurada contra uso no deseado con la función "Bloqueo de display" desarrollada por Sartorius. Gracias a esta función, se ocultan simplemente los valores de pesada para evitar un mezclado incontrolado de pinturas.



PMA.Power de una mirada

Producto	Datos para el pedido
PMA.Power	PMA35001
PMA.Power para zona Ex 2	PMA35001-Y
Accesorios	
Cubierta protectora	YDC01PMA
Conexión a un PC	
Cable de datos RS232 SBI (2 m)*	YCC01-0027M2
Cable de datos RS232 BPI (2 m)*	YCC01-0028M2
Cable convertidor USB/RS232 SBI (1,8 m)	YCO12
Cable convertidor USB/RS232 BPI (1,8 m)	YCO13
Conexión a TopMix EcoMix	
Cable de datos RS232 (3 m)	YCC01-0041M3

* también a disposición en 20 m

Detalles técnicos

Capacidad de carga	35000 g
Legibilidad	0,1 g
Plato de carga	350 x 240 mm
Peso neto	11,4 kg

Indicación de aprobación

La báscula PMA35001-Y es adecuada para el uso en áreas potencialmente explosivas de la zona 2 y cumple con los requisitos de la directiva europea 94/9/CE para aparatos del grupo de aparatos II, categoría 3G según el certificado del fabricante: SAG 08ATEX002 X.

Sartorius AG
Weender Landstrasse 94-108
37075 Goettingen, Alemania

Teléfono +49.551.308.3302
Fax +49.551.308.3612

www.sartorius-mechatronics.com

Se reservan los derechos a realizar modificaciones técnicas. Impreso en Alemania en papel blanqueado sin el empleo de cloro.
W - G
Publication No.: WI-1516-s08112
Order No.: 98649-009-03

