



sartorius

PMA.Power –

Exactitud impresionante de hasta 35 kg

Sus Beneficios

- NUEVO: Para áreas con riesgo de explosión Zona 1 (Clase1, Div1)
- Pantalla de 14 segmentos, instalación personalizada para mayor flexibilidad
- Aplicación de recálculo
- Cálculo integrado usando un factor definible
- Componentes externos resistentes a los solventes
- Puerto de Interfaz Estándar RS-232
- Menú en múltiples idiomas
- Servicio a nivel mundial



PMA.Power de Sartorius



Unidad limitante de energía



PMA 35001-X

La nueva PMA.Power es la solución ideal (nueva: también para áreas con riesgo de explosión Zona 1) si no desea comprometerse cuando realice mezclas de grandes cantidades de pintura. Su sistema de peso monolítico con una legibilidad de 0.1g y una capacidad de pesaje que se extiende hasta por 35 kg le permite verter los componentes con rapidez y precisión en latas de pintura relativamente grandes.

Gracias a su alta resolución, también se le facilitará el vertido en cantidades pequeñas con total precisión en la báscula PMA.Power. Esto le permite ahorrar dinero al no tener que comprar una segunda báscula.

La PMA.Power estándar viene con un puerto de interfaz. Así es como funciona:

- una báscula autónoma
- en una red con una PC
- en conjunto con sistemas de mezclado de pintura

Su pantalla mejorada, grande de 14 segmentos permite al operador leer claramente los componentes de pesos y color así como otra información importante.

Adicionalmente, la pantalla de la PMA.Power está equipada con un soporte que puede instalarse en un muro o en una bancada. Esto le da una flexibilidad óptima en la personalización de su área de trabajo para satisfacer sus necesidades. ¡Además asegura que tendrá toda la información importante disponible con sólo un vistazo!

La función especial de bloqueo de pantalla diseñada por Sartorius le permite proteger a su PMA.Power contra uso involuntario y pesos ocultos en su pantalla muy fácilmente para evitar la mezcla no autorizada de pintura.

PMA.Power en Resumen

Modelos	Número de Orden
PMA.Power para uso en áreas seguras	PMA35001
PMA.Power para uso en áreas peligrosas zona 2	PMA35001-Y
PMA.Power para uso en áreas peligrosas zona 1 (Clase I, Div 1) (adaptador de red no incluido con el equipo suministrado)	PMA35001-X
Accesorios para conexión a una PC	
Cable de datos (2 m)	YCC01-0047M2
Cable de convertidor USB/RS-232 (1.8 m)	YCO12
Unidad de limitación de energía para conectar la PMA.Power para Ex Zona 1 a una PC (longitud del cable 8, 15 o 30 m)	YELU01-ZM8 YELU01-ZM15 YELU01-ZM30
Especificaciones Técnicas	
Capacidad de Pesado	35,000 g
Legibilidad	0,1 g
Plato de carga	350 × 240 mm
Peso Neto	11,4 kg
Accesorios	
Cubierta contra polvo para la unidad de la pantalla	YDC01PMA

Para obtener más especificaciones técnicas e información sobre las aprobaciones y certificaciones, por favor consulte nuestras hojas de datos.

Sartorius Lab Instruments
GmbH & Co. KG
Weender Landstrasse 94-108
37075 Goettingen, Alemania

Teléfono +49.551.308.3302
Fax +49.551.308.3612

www.sartorius.es/paint-mixing-solutions

