



sartorius

PMA.Power – Einfach stark bis 35 Kilo

Ihre Vorteile

- NEU: Für explosionsgefährdete Bereiche der Zone 1 (Class1, Div1)
- Flexibel installierbare 14-Segment-Anzeige
- Rekalkulationsfunktion
- Integrierte Faktorverrechnung
- Lösungsmittel-resistente Gehäuseteile
- Serienmäßige RS232-Schnittstelle
- Mehrsprachiges Menü
- Weltweit verfügbarer Service



Sartorius PMA.Power



Energie-
begrenzungseinheit



PMA 35001-X

Mit der PMA.Power (neu: auch für explosionsgefährdete Bereiche der Zone 1) gehen Sie keine Kompromisse mehr ein – auch nicht bei großen Lackmengen. Das monolithische Wägesystem mit einer Auflösung von 0,1 g bei einem Wägebereich bis 35 kg ermöglicht schnelles und genaues Dosieren größerer Lackgebände.

Dank der hohen Auflösung lassen sich auch kleine Mengen problemlos mit der PMA.Power dosieren. So ersparen Sie sich den Kauf einer zweiten Waage für kleine Mengen.

Die PMA.Power ist serienmäßig mit einer Schnittstelle ausgerüstet. Sie funktioniert:

- als Stand-alone-Lösung
- vernetzt mit einem PC
- in Verbindung mit einem Mischsystem

Mit der großen 14-Segment-Anzeige lassen sich die Wägewerte, die Farbkomponenten sowie andere wichtige Informationen gut ablesen.

Die PMA.Power verfügt darüber hinaus über einen Halter, der flexibel an der Wand oder auf dem Tisch installiert werden kann. Dadurch haben Sie die Möglichkeit, Ihren Arbeitsplatz individuell zu gestalten, sodass Sie alles Wichtige im Blick haben!

Mit der von Sartorius entwickelten „Display-Lock-Funktion“ sichern Sie Ihre PMA.Power gegen den unbeabsichtigten Gebrauch. Das Ausblenden der Wägewerte verhindert ein unkontrolliertes Mischen von Lacken.

PMA.Power auf einen Blick

| Modelle | Bestelldaten |
|---|--|
| PMA.Power für den Einsatz im sicheren Bereich | PMA35001 |
| PMA.Power für den Einsatz im explosionsgefährdeten Bereich der Zone 2 | PMA35001-Y |
| PMA.Power für den Einsatz im explosionsgefährdeten Bereich der Zone 1 (Class I, Div 1) (Netzteil nicht im Lieferumfang enthalten) | PMA35001-X |
| Anschluss an PC | |
| RS232-Datenkabel (2 m) | YCC01-0047M2 |
| USB/RS232-Konverterkabel (1,8 m) | YCO12 |
| Energiebegrenzungseinheit zum Anschluss der PMA.Power für die Ex Zone 1 an einen PC (Kabellänge 8, 15 oder 30 m) | YELU01-ZM8 YELU01-ZM15 YELU01-ZM30 |
| Technische Details | |
| Wägebereich | 35.000 g |
| Ablesbarkeit | 0,1 g |
| Lastplatte | 350 × 240 mm |
| Nettogewicht | 11,4 kg |
| Zubehör | |
| Schutzhaube für Anzeigeeinheit | YDC01PMA |

Weitere technische Daten sowie Zulassungsinformationen entnehmen Sie bitte unseren Datenblättern.

Sartorius Lab Instruments
GmbH & Co. KG
Weender Landstraße 94–108
37075 Göttingen

Telefon 0551.308.3302
Fax 0551.308.3612

www.sartorius.de/paint-mixing-solutions ◀▶

