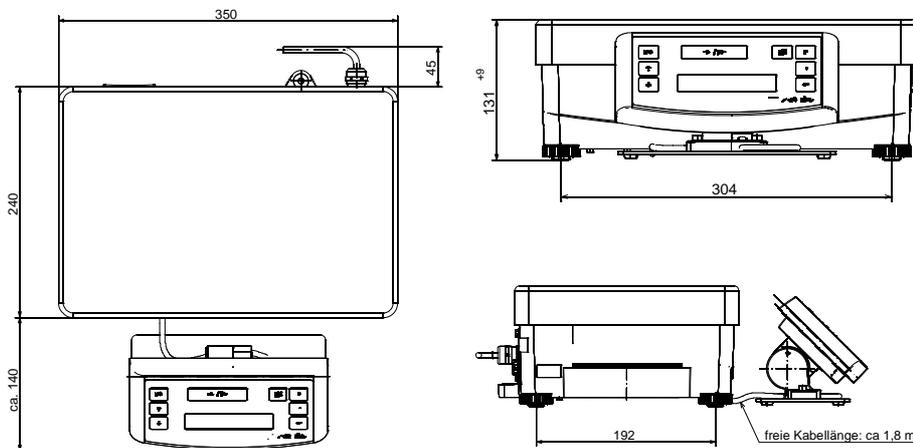


Sartorius PMA.Power für Ex Zone 2 (Modell PMA35001-Y)



Produktleistungen:

- Die große 14-Segment Anzeige ist beliebig auf dem Tisch oder an der Wand positionierbar (Kabellänge 1,8m)
- Display-lock Funktion
- Kommunikationssymbol
- Scrolling-Text-Funktion
- Korrektur von fehlerhaften Dosierungen
- Standardmäßige Umrechnung in andere Gebindegrößen
- Gehäuseteile resistent gegen Lösungsmittel
- Edelstahlplatte, abnehmbar
- Sicherer Überlastschutz, seitlicher Stoßschutz
- Serienmäßige Datenschnittstelle
- Interne Stromversorgung 100...240V
- Darf in feuergefährdeten Bereichen eingesetzt werden



Serienmäßiges Zubehör:

- Wandhalterung
- Adapter 25 pol. auf 9 pol.

Optionales Zubehör:

- Schutzhaube für Anzeige
- Datenkabel für Anschluss an PC

Weitere Modelle:

- Ex geschützt für die Zone 1
- Standard nicht ex geschützt

Allgemeine technische Daten

Wägebereich	35000 g
Ablesbarkeit	0,1 g
Konformitätserklärung des Herstellers gemäß „Richtlinie 94/9/EG“	II 3 G Ex nA ic IIB T4 Gc
Tarierbereich (Subtraktiv)	-35000 g
zul. Umgebungstemperatur während des Betriebes	+10 bis + 30 °C
Wägeplattform	350 x 240 mm
Waagengehäuse (BxTxH)	350 x 240 x 132,5 mm
Nettogewicht	ca. 11 kg
Schnittstelle	RS232
Datenausgang	25-polig
Gebindegrößen	0,5 - 25,0 Liter