



sartorius
mechatronics

PMA.Power —— 令人惊奇，精度高达35 kg

功能强大的油漆调配天平 ——
无需妥协

- 超大14段显示屏
- 全新设计的键盘防护膜功能
- 滚动菜单功能
- 可编辑开启信息
- 重计算功能
- 综合配方计算器
- 显示锁定功能
- 灵活的用户自定义安装显示单元
- 防腐蚀外壳
- 标准RS-232接口
- 多语言设置菜单
- 全球化服务
- 可在危险区域使用



赛多利斯PMA.Power

如果您需要调配大量油漆，全新PMA.Power就是最理想的解决方案。超级单体传感器使精度达到0.1g，最大量程可达35kg，确保您快速、精确地将大量成份注入大油漆桶中。

使用高分辨率PMA.Power，您能够方便地以最高精度注入少量油漆。节约成本、降低费用，且无需购买第二台秤。

PMA.Power提供标准接口，可用于

- 作为独立台秤使用
- 与PC联网
- 与调漆系统和配色系统连接

超大14段显示屏，方便操作者读取重量、颜色成份及其它重要信息。滚动菜单功能使较长的菜单也可方便地阅读。

另外，PMA.Power显示器配有支架，可进行墙面安装或立柱安装。客户可自定义工作区域，提供最大的灵活性，满足需求。并能确保所有重要信息一目了然！赛多利斯提供独特的显示器锁定功能，可在PMA.Power上隐藏重量显示，防止未经授权的油漆调配。

PMA.Power一览

产品	订购号
PMA.Power	PMA35001
PMA.Power(用于Zone 2危险区域)	PMA35001-Y
附件	
防尘罩	YDC01PMA
连接到PC	
RS-232数据电缆	YCC01-0027M2
SBI (2 m)*	
RS-232数据电缆	YCC01-0028M2
BPI (2 m)*	
USB/RS-232转换器	YC012
电缆, SBI (1.8 m)	
USB/RS-232转换器	YC013
电缆, BPI (1.8 m)	
连接到TopMix/EcoMix	
RS-232数据电缆(3 m)	YCC01-0041M3

* 也可提供 20 m

技术参数

量程	35,000 g
可读性	0.1 g
尺寸	350 x 240 mm
净重	11.4 kg

符合：

PMA35001-Y适用于zone 2危险区域 (Class I, Div. 2), 符合EC directive 94/9/EC for group II, category 3G设备标准, 符合以下标准:
SAG 08ATEX002 X.



www.sartorius.com.cn

赛多利斯科学仪器(北京)有限公司
Sartorius Scientific Instruments (Beijing) Co., Ltd.
电话: (86-10)80426300, 80426552
免费咨询电话: 8008100124
地址: 北京市顺义区空港工业区B区裕安路33号
E-mail: ssl@ Sartorius.com

传真: (86-10)80426551
邮编: 101300

赛多利斯科学仪器(北京)有限公司上海分公司
Sartorius Scientific Instruments (Beijing) Co., Ltd. Shanghai Branch
电话: (86-21)64270612, 54240508
地址: 上海市南丹东路238号金轩大厦17D
E-mail: sslsb@ Sartorius.com

传真: (86-21)64270604
邮编: 200030

赛多利斯科学仪器(北京)有限公司广州办事处
Sartorius Scientific Instruments (Beijing) Co., Ltd. Guangzhou Office
电话: (86-20)37618575, 37616348
地址: 广州市先烈中路80号汇华商贸大厦23楼K单元
E-mail: sslgb@ Sartorius.com

传真: (86-20)37616234
邮编: 510070

赛多利斯科学仪器(北京)有限公司成都分公司
Sartorius Scientific Instruments (Beijing) Co., Ltd. Chengdu Branch
电话: (86-28)86666728, 86666877
地址: 成都市上东大街53号新良大厦2406室

传真: (86-28)86666977
邮编: 610012

赛多利斯科学仪器(北京)有限公司西安办事处
Sartorius Scientific Instruments (Beijing) Co., Ltd. Xi'an Office
电话: (86-29)87512305, 87512312
地址: 西安市和平路118号和平银座1107室

传真: (86-29)87512332
邮编: 710001

赛多利斯科学仪器(北京)有限公司沈阳办事处
Sartorius Scientific Instruments (Beijing) Co., Ltd. Shenyang Office
电话: (86-24)22566138
地址: 沈阳市北站路51号新港澳国际大厦11楼E2

传真: (86-24)22566186
邮编: 110013

赛多利斯科学仪器(北京)有限公司武汉办事处
Sartorius Scientific Instruments (Beijing) Co., Ltd. Wuhan Office
电话: (86-27)87322667, 87322669
地址: 武汉市武昌区中南路7号中商广场写字楼A1507

传真: (86-27)87322562
邮编: 430071

赛多利斯科学仪器(北京)有限公司济南分公司
Sartorius Scientific Instruments (Beijing) Co., Ltd. Jinan Branch
电话: (86-531)88917273
地址: 济南市历城区花园路40号火炬大厦505室

传真: (86-531)88917163
邮编: 250100

赛多利斯科学仪器(北京)有限公司南京办事处
Sartorius Scientific Instruments (Beijing) Co., Ltd. Nanjing Office
电话: (86-25)83108216, 83108226
地址: 南京市中山北路81号江苏议事大厦1601室

传真: (86-25)83108339
邮编: 210009

技术规格如有改变, 恕不另行通知。
本公司保留最终解释权及修改权。
版次: 2008年11月第1版