

Practum[®]



turning science **into solutions**

Practum[®],
称重的正确之选。



物超所值，同时又保证了精确度和可靠性。
来自Sartorius的品质和德国开发、设计的技术确
保了可信赖的高重复性和读数一致性。



Practum

What I Like ...

实用而坚固的防风罩

坚固的防风罩可以满足包括新手在内所有人的日常使用。此外，防风罩还可以整体拆卸，玻璃部件可以在洗碗机中轻松清洗。

坚固的称重传感器确保结果可靠

- 任何时候，德国制造的具有过载保护功能的高分辨率超级单体传感器，都能确保Practum®天平具备持久可靠的性能。

下部吊钩称重，大尺寸容器的称量不再有障碍

通过底部的称重端口，可以轻松准确称量超大体积样品或铁磁性样品。



监管锁

教师和教授可通过这一实用功能来锁定菜单，以便学生们将注意力集中在学习上。

通过 USB 端口可将数据传输至 Microsoft® Excel 表格，进行完整的数据记录

当赛多利斯实验室打印机连接至 Practum® 天平时，USB 端口将会自动进行检测，并将称重数据直接传输至 Microsoft® Excel 电子表格，无需使用任何额外的软件。

按时间间隔打印输出结果，可以轻松记录称量过程变化。Practum® 将自动可靠地记录重量数据，比如缓慢的灌注过程。

超大的水平调节轮及前置的水平指示气泡，轻松完成天平的水平调整。大号的水平调节轮以及便于观测的水平指示气泡，使您可以轻而易举地完成 Practum® 天平的水平调节，确保称重结果具备出众的重复性和精确性。



Plug & Play
标准打印机 YDP40

Practum

Practum[®], 称重的正确之选。

这是一款操作简单、极其坚固、性能可靠的实验室天平，其智能彩色触摸屏，显示更清晰，自解释图标和纯文本的中文用户界面以及直观的应用指南，提供了熟悉操作程序所需的所有信息，无需阅读操作手册，全新的滑屏操作，使得操作更加快捷、安全。对于标准应用，Practum[®] 拥有您所需的一切。因此只需为您真正的需求付。



称重

Practum[®] 可以称量在分析实验中遇到的所有样品 - 从最小量的样品到最重的样品，从整块的实心样品到数量极少的糊状物、粉末和液体，Practum[®] 都可以提供无与伦比的称量可靠性。



计数

我们可使用 Practum[®] 天平对相同的材料（例如药片、螺钉以及其他同类部件）进行计数操作。使用 Practum[®] 天平，比人工计数更简单、更快速、更准确。



密度测定

使用 Practum[®] 天平和我们的可选密度工具包，您可以轻松而准确地确定实心物体的密度。



峰值保持功能

忘掉读取瞬时数据的烦恼吧！Practum[®] 可以轻松地确定和“保持”峰值。该功能被激活时，会锁定一个时间段内的最大读数；还可用于显示屏被大体积样品遮挡时锁定读数。



检重

当您需要检测不同的物体（如单个包装）是否处于特定的允许误差范围内时，Practum[®] 是您的理想之选。



动物称重

您的称重环境是否存在明显的震动？是否能明显感受到空气的层流？或者您是否需要确定正在不停跳动的小老鼠的确切重量？利用 Practum[®] 的该项功能就可以轻松解决这一切问题。



百分比称重

当需要比较不同的样品，并确定它们与参考标准之间的差异如何时，此功能可帮助您完成数学计算。



Practum



技术数据 Practum®

型号		224	124	64	513	313	213	3102	2102	1102	612	412	6101	5101	2101	6100	5100	
称重能力	克	220	120	60	510	310	210	3100	2100	1100	610	410	6100	5100	2100	6100	5100	
可读性	毫克	0.1	0.1	0.1	1	1	1	10	10	10	10	10	100	100	100	1000	1000	
可重复性	毫克	0.1	0.1	0.1	1	1	1	10	10	10	10	10	100	100	100	500	500	
线性	毫克	0.2	0.2	0.2	2	2	2	30	30	30	30	30	300	300	300	1000	1000	
一般稳定时间	秒	2	2	2	1	1	1	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1	1	
称重盘规格	∅ 毫米	90	90	90	120	120	120	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	
称重室高度	毫米	209	209	209	209	209	209											
大约净重	千克	4.5	4.5	4.5	4.9	4.9	4.9	3.1	3.1	3.1	3.1	3.1	3.1	3.1	3.1	3.1	3.1	
	磅	9.9	9.9	9.9	10.8	10.8	10.8	6.8	6.8	6.8	6.8	6.8	6.8	6.8	6.8	6.8	6.8	
尺寸： 深×宽×高	毫米	360×216×320						360×216×95										
	英寸	14.1×8.5×12.6						14.1×8.5×3.75										
数据接口	Mini USB - 自动识别标准打印机 YDP40 YDP20-OCE - 直接向 Microsoft® 应用程序传输数据而无需使用额外软件 - 可编程、间隔可控的数据输出																	
监管锁	用于防止意外操作的菜单锁																	
外壳和防风罩	坚固而易于清洁的外壳，带易于操作的防风罩（如适用）																	
应用程序	称重；密度；百分比；检重；峰值保持；计数；动物称重等																	
防盗锁	肯辛顿锁，可连接防盗锁链																	
保护罩	所有型号均标配																	
下部吊钩称重	集成																	
附件	请参阅 Practum® 附件列表																	
技术与结构	德国制造																	



◆ www.sartorius.com

赛多利斯科学仪器（北京）有限公司
中国北京顺义区空港工业区B区裕安路33号
邮编：101300
电话：+86.10.8042.6300; 8008100124
传真：+86.10.8042.6551