

实验室称重产品精简目录





赛多利斯集团创建于1870年，总部位于德国哥廷根，是国际领先的生物制药和实验室设备供应商。集团分为生物工艺和实验室产品两大业务板块，其中实验室产品部门为全球不同行业客户的实验室检测、生产过程质量控制以及学术研究提供优质的实验室仪器、耗材和服务。

称重作为赛多利斯的核心业务之一，在近150年的发展历程中，始终走在世界称重技术的前沿：

世界天平之父

1870年发明铝制短臂分析天平，因减小臂梁重量和长度，显著提高称量速度。

1954年第一台电磁力补偿（EMC）天平开始商业化生产。

1955年第一台可以在正常大气条件下称量的微量天平上市，使微量称量进入普通实验室。

1964年第一台实现模拟信号输出的实验室天平亮相。

1970年第一台电子天平上市，由此带来爆炸式订单需求，并借势成立众多海外子公司

1971年第一台纳克级天平创造了最精确称量的世界纪录，这台天平被用来称量宇航员尼尔·阿姆斯特朗从月球带回的岩石样本。

1982年第一台防爆设计的电子精密天平亮相。

1997年超级单体称重传感器技术首次亮相，并在德国、美国、瑞士等国取得专利。

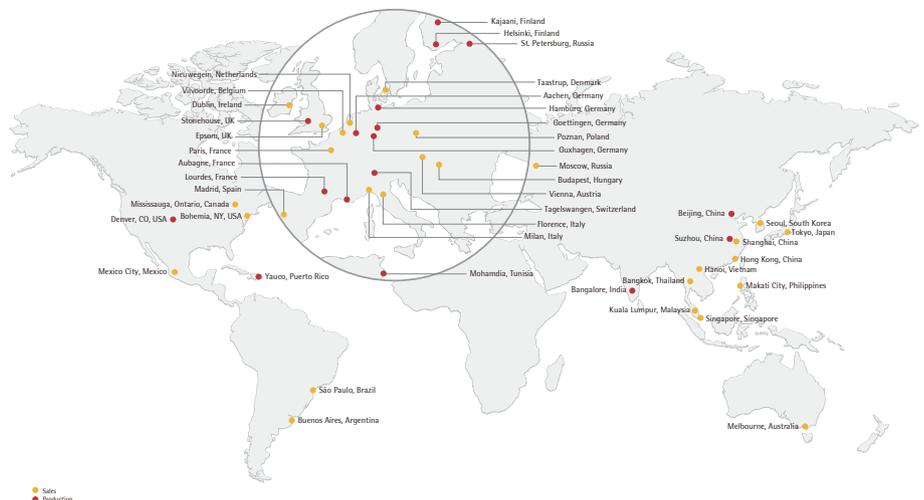
2009年第二代超级单体传感器面世，内置偏载误差补偿系统，进一步提升天平性能。

超级单体传感器(MONOLITHIC)

该传感器由一整块高纯度铝合金在精密车床上一体化三维切割完成。它减少了传统传感器的100多个零部件，是除磁缸和线圈外的完整传感器结构。高度一体化，使传感器更加坚固耐用；材料一致性，使传感器更耐受温度变化的影响，示值更稳定；超精细加工（最细连接处仅40微米，比头发丝还细），使传感器具有更高的分辨率和更快的响应速度。

偏载误差补偿技术

第二代超级单体传感器增加了样品位置测量功能。这项革命性的技术发明，使天平四角误差的补偿成为现实。得益于内置的偏载误差补偿技术，天平不再需要外部的自动对中装置，也使新一代天平秤盘尺寸增大，方便用户称量各种不规则形状样品。该技术使天平的计量指标得到全面提升。



■ 目录

□ 实验室天平

- 04 Cubis®
- 14 Secura®
- 18 Quintix®
- 22 Practum®
- 23 BSA

□ 移液器校准

- 30 Cubis® MPS

□ pH计

- 31 PB-10

□ 红外水分仪

- 26 LMA100P
- 27 LMA200
- 28 MA35/37/160/100



■ Cubis® 专业型实验室天平



模块化设计

显示及控制单元、称重模块、防风罩模块相互独立，用户可按需求自由选择不同配置，以适应任何称量任务。



灵活紧凑的机身设计

上皿式结构设计，称盘直接作用于传感器，减少力的传递步骤，提高称量稳定性；显示器与机身可分离，灵活适应各种称量场合。



超级单体传感器

全新一代，精度更高，体积更小，配置样品位置感应装置，具有全自动四角误差补偿功能，全面提升计量指标。



特种不锈钢称盘

下沉式设计，大大减小气流对称盘的干扰；采用奥氏体不锈钢材料（和E1级砝码相同的材料），具有优异的硬度和耐腐蚀性；并经高抛光处理，易清洁。



红外感应器 (YHS01MS)

可放置于不同位置，减少误操作，轻松实现自动开关门、打印或除皮功能。



Q-水平

标准配备Q-Level自动调平功能，当检测到天平不水平时，自动报警并提示启动水平调整，只需按一下按钮，内部马达会在几秒内自动调整天平的水平。

(对于不具备电调平功能的型号，按照显示屏上的交互式操作指南手动进行调平操作。)



Q-通讯

标配RS232、USB、以太网口和SD卡槽，以及可选配蓝牙、PS2和RS232等的接口插槽，满足任何形式的数据通讯需求。

(MSE没有以太网口和SD卡槽)



先进制药合规性 (仅适用于MSA和MSU)

- 分层级多用户管理功能，至少可创建15个用户，可给每个用户分配不同的权限与操作内容，并分别设置密码保护
- 风险警示、层次性指引向导和干预功能
- 审计追踪(Audit Trail)功能，可记录所有对天平所做的设置修改；还可存储校准记录、错误日志等，满足严格的设备管理要求



Q-程序

可直接安装Q-Apps程序至天平中，扩展天平功能；可根据需求定制开发，实现天平与LIMS无缝衔接。

(该功能仅适用于MSA)



Q-支架 (可选附件)

丰富灵活的特殊应用支架，可替换原有称盘，合理配重不占用量程，并能直接进行校准操作。

- 内置Alibi存储器，可存储约45万条称重数据，并且具有循环覆盖机制；所有记录可通过SD卡进行安全备份
- SQmin功能，天平会在称量示值低于设定的最小称样量时发出警告，使称重符合USP要求
- 符合GLP、用户可自定义的数据输出/打印
- 扩展的isoCAL - 温度和时间触发的自动内部校准功能，且能自定义触发内校的温度限和时间限
- 内置两组校准砝码，可灵活定义天平进行内部校准、外部校准、多点线性校准
- reproTEST功能，利用内校砝码自动测试重复性



■ Cubis® Individual 为实验室节省宝贵的时间和金钱

Q-App使您的称量工作更加高效与安全

安装于天平上的Q-App将逐步指导用户完成特定的称重工作流程，使天平适配于用户的SOP。用户通过Q-App可以更好地管理称重样品，自动执行数据处理和文档生成，减少手动数据处理的需要，并提高结果的可靠性。因为是嵌入式程序，与使用外部软件或中间件相比，只需要简单的几步验证要求。

WebService通信

Cubis® MSA配备WebService通信平台，这种标准化通信技术允许外部软件系统（如LIMS，ELN等）在天平的触摸屏上显示信息、创建菜单功能键和输入栏，甚至实现更复杂操作。这消除了在天平附近安装电脑、笔记本电脑或终端的需要，Cubis® MSA是唯一需要的交互接口。

两种Q-App版本可用

标准Q-App可以从我们的网站直接下载，可以免费试用30天。试用期过后，只需购买Q-App许可证即可永久使用。定制的Q-App可以单独配置为更加个性化的解决方案，以适应任何特定的称量过程。

Q-App应用举例：

UserCal程序

对于制药企业用户*，天平的日常检查(Daily Check)是一个基本要求。为帮助用户更快速和可靠地完成该工作，赛多利斯专门针对这个需要开发了标准Q-App程序UserCal。用户将程序下载并安装于天平后，只需简单设置校准砝码信息，即可轻松无误执行天平的日常检查工作。（具体程序操作内容见下页）

USP C. 41程序

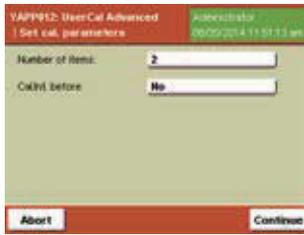
如何能满足美国药典(USP)通则第41章关于重复性和准确性的要求，也是制药用户非常关心的内容。赛多利斯专门根据美国药典(USP)通则第41章内容开发了标准Q-App程序USP。安装该程序后，用户直接在天平上即能一步步操作完成USP对天平所作的要求，确保用户在合规性上无忧。（具体程序操作内容见下页）

* 用户也可以将以上两个程序拓展用于周期性核查(Period Check)和性能确认(PQ)，该工作测试内容一般包括灵敏度、线性、偏载和重复性。线性和偏载可由YAPP01程序完成，灵敏度和重复性可由YAPP02来完成。用户只需基于这些程序创建相应步骤任务即可。

UserCal程序操作界面:



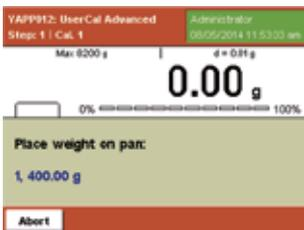
程序设有管理员和操作员两个层级。管理员可以设置校准砝码信息和执行校准流程，操作员只允许执行校准流程。



最多可设置5个校准砝码信息，并且可设置流程开始前是否自动执行天平的内部校准。



校准砝码信息包括砝码ID号、重量和允差，允差可以是绝对质量值或相对百分数。



程序会一步步引导用户完成整个校准工作

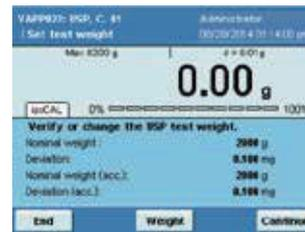


数据的保存和分析会由软件在后台自动完成

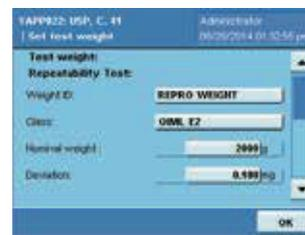


如果要生成文档报告，可连接打印机，将结果打印出来

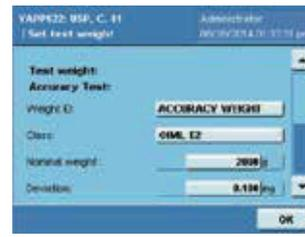
USP C. 41程序操作界面:



程序设有管理员和操作员两个层级。管理员可以设置测试砝码信息和执行测试流程，操作员只允许执行测试流程。



可设置重复性测试砝码信息，包括砝码ID号、砝码等级、标称重量和偏差，还应给出用户定义的该天平的期望最小样品净重量。



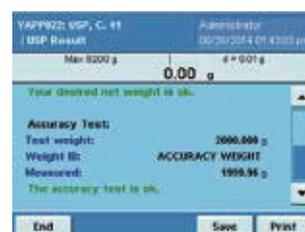
可设置准确性测试砝码信息，包括砝码ID号、砝码等级、标称重量和偏差。



程序会一步步引导用户完成整个测试流程



数据的保存和分析会由软件在后台自动完成，并生成文档报告。报告包括重复性测试相关数据和测试结果判定，及最小称样量是否合理的判定。



报告也包括准确性测试相关数据和测试结果判定。可连接打印机，将结果打印出来

□ 订货信息

订货编码



注意：请在每个图标邻近区域内输入您对应的选择。

示例



□ Cubis® 显示和控制单元



MSA

- 压力感应式彩色触摸屏，即使戴厚手套操作，依然灵敏响应
- 显示器角度可调，并可分离，适应不同称量操作需求，方便结果读取
- 内置16种标准应用程序，包括：称重、质量单位转换、SQmin最小样品量、个性化ID、密度测量、统计、计算、动物称重、配方、百分比称量、时间控制器、求和、DKD测量不确定度、第二皮重、计数、检重；这些程序还可相互组合应用
- 可安装Q-App软件程序至天平中，扩展天平的个性化应用功能，适配用户特殊工作流程需求



MSU

- 黑白按键式大屏显示器，清晰显示文本和图形
- 显示器角度可调，并可分离，适应不同称量操作需求，方便结果读取
- 内置16种标准应用程序，包括：称重、质量单位转换、SQmin最小样品量、个性化ID、密度测量、统计、计算、动物称重、配方、百分比称量、时间控制器、求和、DKD测量不确定度、第二皮重、计数、检重；这些程序还可相互组合应用



MSE

- 宽大的高对比度液晶显示屏，字高20mm，重量结果简洁易读
- 显示器可分离，适应不同称量操作需求，方便结果读取
- 内置9种标准应用程序，包括：称重、质量单位转换、密度测量、计算、动物称重、配方、百分比称量、求和、计数

Cubis® 防风罩



DF

- 全不锈钢防风罩，最大程度减小静电干扰
- 专为称量滤膜设计，防风罩具有更宽的直径，最大可称直径90mm滤膜（需选配直径90mm称盘）
- 手动顶部开盖，可垂直加样取样，操作更安全便利
- 适用于6.6S和2.7S，不适用于3.6P



DM

- 圆形玻璃防风罩，内径80mm，称盘至顶部高度达67mm
- 玻璃表面镀有导电涂层，有效减小静电干扰
- 电动开关门，具有位置记忆功能，可轻松定义任意开关门角度
- 防风罩可直接拿起，清洁工作轻松快速，有效防止交叉污染
- 适用于6.6S、3.6P和2.7S



DH

- 电动防风罩，具有位置记忆功能，可任意定义侧门和顶门的开合幅度
- 玻璃表面镀有导电涂层，有效减小静电干扰
- 内置气象模块接口（可选配气象模块，包含温度、湿度、气压传感器）
- 标配内部圆形防风罩
- 适用于36S、36P、66S、66P和116P



DI

- 电动防风罩，具有位置记忆功能，可任意定义侧门和顶门的开合幅度
- 玻璃表面镀有导电涂层，有效减小静电干扰
- 称盘至顶部高度达250mm
- 内置静电消除器，带4个离子发生电极
- 适用于可读性为0.01mg、0.1mg和1mg的所有型号以及5202S型号



DA

- 电动防风罩，具有位置记忆功能，可任意定义侧门和顶门的开合幅度
- 玻璃表面镀有导电涂层，有效减小静电干扰
- 称盘至顶部高度达250mm
- 适用于可读性为0.01mg、0.1mg和1mg的所有型号以及5202S型号



DU

- 手动防风罩，5面防风玻璃提供自由操作视野；
- 玻璃表面镀有导电涂层，有效减小静电干扰；
- 称盘至顶部高度达261mm；
- 适用于可读性为0.01mg、0.1mg和1mg的所有型号以及5202S型号



DE

- 手动防风罩，5面防风玻璃提供自由操作视野
- 玻璃表面镀有导电涂层，有效减小静电干扰
- 适用于可读性为1mg的所有型号以及5202S型号



DR

- 可拆卸环形不锈钢防风罩，既能有效减小气流干扰，又能满足方便快捷的称量需求
- 适用于可读性为1mg的所有型号以及5202S型号



Q-Grid

- 网格金属称盘，在层流下依然可以轻松操作大称盘天平
- 此为可选配件，订货号YWP03MS
- 适用于可读性为0.1g和0.01g的所有Cubis天平（5202S除外）



Cubis® 称重模块

	可读性 [mg]	称重能力 [g]	称重盘 (宽×深) [mm]	典型稳定 时间 [≤s]	典型测量 时间 [≤s]	可重复性 [≤±mg]	线性 [≤±mg]	偏载误差 [mg]* (测试 载荷[g])	最佳工作 范围 起始点 [mg]**
超微量天平									
2.7S	0.0001	2.1	∅ 20	7	10	0.00025	0.0009	0.0025 (1)	0.082***
微量天平									
6.6S	0.001	6.1	∅ 30	5	8	0.001	0.004	0.004 (2)	0.82***
3.6P	0.001 0.002 0.005	1.1 2.1 3.1	∅ 30	5	8	0.003 0.004 0.005	0.004	0.005 (1)	0.82***
大量程微量天平									
36S	0.001	31	∅ 30	3.5	10	1 g: 0.0015 20 g: 0.002	0.015	0.015 (10)	0.82
36P	0.001 0.01	6 31	∅ 30	3.5	10	1 g: 0.0015 20 g: 0.008	0.015	0.005 (10)	0.82
66S	0.001	61	∅ 30	3.5	10	2 g: 0.0015 50 g: 0.004	0.020	0.020 (20)	0.82
66P	0.001 0.01	12 61	∅ 30	3.5	10	2 g: 0.002 50 g: 0.010	0.020	0.020 (20)	0.82
116P	0.002 0.01	12 111	∅ 50	3.5	10	5 g: 0.004 100 g: 0.010	0.020	0.030 (50)	1.64
半微量天平									
225S	0.01	220	85 × 85	2	6	0...60 g: 0.015 60...220 g: 0.025	0.1	0.15 (100)	8.2
225P	0.01 0.02 0.05	60 120 220	85 × 85	2	6	0...60 g: 0.015 60...220 g: 0.04	0.15	0.2 (100)	8.2
125P	0.01 0.1	60 120	85 × 85	2	6	0...60 g: 0.015 60...120 g: 0.06	0.15	0.15 (50)	8.2
分析天平									
524S	0.1	520	85 × 85	1	3	0.1	0.4	0.3 (200)	82
524P	0.1 0.2 0.5	120 240 520	85 × 85	1	3	0.15 0.2 0.4	0.5	0.4 (200)	82
324S	0.1	320	85 × 85	1	3	0.1	0.3	0.3 (200)	82
324P	0.1 0.2 0.5	80 160 320	85 × 85	1	3	0.1 0.2 0.4	0.5	0.4 (200)	82
224S	0.1	220	85 × 85	1	3	0.07	0.2	0.2 (100)	82
124S	0.1	120	85 × 85	1	3	0.1	0.2	0.2 (50)	82

* 位置依据OIML R76

** 依据USP(美国药典)第41章, 最优操作范围自820d定义到最大称重能力。
取决于安装位置和环境条件而定,数值可能更高。

*** 带有DM防风罩



Cubis® 称重模块

	可读性 [mg]	称重能力 [g]	称重盘 (宽 × 深) [mm]	典型稳定 时间 [≤s]	典型测量 时间 [≤s]	可重复性 [±mg]	线性 [±mg]	偏载误差 [mg]* (测试 载荷[g])	最佳工作 范围 起始点 [g]**
精密天平									
5203S	1	5,200	140 X 140	1	2	1	5	2 (2,000)	0.82
5203P	1 2 5	1,200 2,400 5,200	140 X 140	1	2	1	5	2 (2,000)	0.82
3203S	1	3,200	140 X 140	1	2	1	5	2 (1,000)	0.82
2203S	1	2,200	140 X 140	1	1.5	1	3	2 (1,000)	0.82
2203P	1 10	1,010 2,200	140 X 140	1	1.5	1 6	5	3 (1,000)	0.82
1203S	1	1,200	140 X 140	1	1.5	0.7	2	2 (5,00)	0.82
623S	1	620	140 X 140	0.8	1	0.7	2	2 (2,00)	0.82
623P	1 2 5	150 300 620	140 X 140	0.8	1	1 2 4	5	4 (2,00)	0.82
323S	1	320	140 X 140	0.8	1	0.7	2	2 (2,00)	0.82
14202S	10	14,200	206 X 206	1	1.5	10	30	20 (5,000)	8.2
14202P	10 20 50	3,500 7,000 14,200	206 X 206	1	1.5	10 20 40	50	40 (5,000)	8.2
10202S	10	10,200	206 X 206	1	1.5	7	20	20 (5,000)	8.2
8202S	10	8,200	206 X 206	1	1.5	7	20	20 (5,000)	8.2
6202S	10	6,200	206 X 206	1	1.5	7	20	20 (2,000)	8.2
6202P	10 20 50	1,500 3,000 6,200	206 X 206	1	1.5	7 20 40	50	50 (2,000)	8.2
5202S	10	5,200	140 X 140	0.8	1	6	10	10 (2,000)	8.2
4202S	10	4,200	206 X 206	0.8	1	7	20	30 (2,000)	8.2
2202S	10	2,200	206 X 206	0.8	1	7	20	20 (1,000)	8.2
1202S	10	1,200	206 X 206	0.8	1	7	20	20 (500)	8.2
12201S	100	12,200	206 X 206	0.8	1	50	100	200 (5,000)	82
8201S	100	8,200	206 X 206	0.8	1	50	100	200 (5,000)	82
5201S	100	5,200	206 X 206	0.8	1	50	100	200 (2,000)	82
大容量天平									
70201S	100	70,200	400 X 300		1.5	100	500	500 (20,000)	82
36201S	100	36,200	400 X 300		1.5	100	200	300 (10,000)	82
36201P	100 1,000	10,200 36,200	400 X 300		1.5	100 500	200	300 (10,000)	82
20201S	100	20,200	400 X 300		1.5	100	200	300 (5,000)	82
70200S	1000	70,200	400 X 300		1	500	1000	1,000 (20,000)	820
36200S	1000	36,200	400 X 300		1	500	1000	1,000 (10,000)	820

* 位置依据OIML R76

** 依据USP(美国药典)第41章,最优操作范围自820d定义到最大称重能力。
取决于安装位置和环境条件而定,数值可能更高。



Cubis® 调平

- Ø Cubis® 在显示屏上显示水平指针并提供快速调平支持(是MSA和MSU显示屏和控制单元的标准特征;对于MSE单元,仅提供符号辅助手动调平)。

- 1 通过触摸安装实现全自动电动Q-Level水平调整(称重能力>6.1g和<6,200g的所有Cubis®称重模块均配备此功能)。



测试证书和许可证

- ØØ 标准合格证书

- TR 与 ØØ 相同,但是带有详细的测试报告

- CE 带有欧洲校准许可证的工厂校准(不适用于带有 DF 防风罩的型号)



接口模块选项

每种天平可选择额外接口模块。

- IR RS-232接口, 25针

- IB *Bluetooth®* 接口

- IP RS-232接口, 9针, 包括PS/2接口



Cubis® 可选附件

描述	货号
UserCal V1. 软件引导的外部校准流程	YAPP01
USP V2. 根据USP确定操作范围的验证	YAPP02
Pipette Check V1. 简单、准确测试移液器的测试常规程序	YAPP04
Formulation V1. 简单、准确配制过程常规程序	YAPP05
Tablet Checker V1. 根据药典进行的片剂检查	YAPP06
QR and barcode label creator. 在YDP30打印机上打印标签的配置要求	YAPP11
数据打印机	YDP20-OCE
色带, 用于YDP20-OCE	6906918
纸卷, 适用于YDP20-OCE打印机, 50米/卷	6906937
SartoriusWedge软件, 用于天平和PC之间数据通讯	YSW02
红外感应器, 无需触碰即可激活功能(例如: 控制防风罩)	YHS01MS
移液器校准套件(硬件), 适用于可读性为0.1mg和0.01mg的模块, 包含防蒸发阱和所有需要的适配器	YCP04MS
移液器校准套件(硬件), 适用于微量天平称重模块6.6S和3.6P, 包含防蒸发阱和所有需要的适配器	VF988
抗静电称盘, 直径130mm, 适用于可读性为0.1mg或0.01mg的称重模块	YWP01MS
滤膜称盘, 直径75mm, 适用于称重模块6.6S、2.7S; 只可和DF防风罩一起使用	VF2562
滤膜称盘, 直径90mm, 适用于称重模块6.6S、2.7S; 只可和DF防风罩一起使用	VF2880
静电笔, 用于去除带静电荷的样品和滤膜上的静电荷	YSTP01
密度测量套件, 用于固体和液体: 适用于可读性<1mg的称重模块	YDK01MS
密度测量套件, 用于固体和液体: 适用于可读性=1mg的称重模块	YDK02MS
Q-Grip通用型支架, 用于放置称量的容器和直径不超过120mm的滤膜(替代原称盘, 适用于可读性为0.01mg和0.1mg的Cubis® 模块)	YFH01MS
Q-Grid金属网格称盘, 适用于可读性为10mg或100mg的Cubis® 模块(称盘尺寸为206×206mm)用于实验室通风橱内、安全称重柜内、或工作台上的称量	YWP03MS
心脏支架称量支架, 适用于2.7S、6.6S和3.6P	VF4742
1-2mL离心管称量支架, 适用于2.7S、6.6S和3.6P	YSH13
5mL离心管称量支架, 适用于36S、36P、66S、66P和116P	YSH18
进样瓶、小容量瓶、试管、大离心管等称量支架, 适用于36S、36P、66S、66P和116P	YSH22

■ Secura® 系列电子天平

安全可靠地称量



电容式彩色触摸屏

全新触屏体验和引导式交互操作，直观的自解释图标及纯文本的中文用户界面。



密码保护功能

权限分级，防止菜单设置或数据被篡改。



LevelControl实时水平监控

智能电子化水平气泡，具有不水平报警功能，并实时图形引导水平调整操作。



SQmin最小称样量监控

依据USP设定天平的最小称样量，并实时监控称量的合规性。



ID号打印

可进行单次和批次ID的设置，方便执行可追溯样品识别操作。



安全级别

可依据客户的风险控制要求，设定三个安全级别。



创新防风罩设计

- 侧门带滚轮设计，轻松开关门，且经久耐用
- 玻璃表面涂有导电涂层，可有效减少静电对称量的影响
- 快速拆装，防风罩玻璃可放于洗碗柜清洗



数据阻断功能

当检测到以下不确定称重结果时，暂时中断至打印机、计算机的数据传输：

- 称重结果低于USP最小称量限制
- 天平不水平
- 天平未校准时



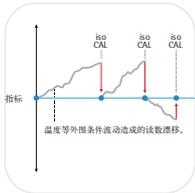
设计1

设计2

设计3

设计4

设计5



isoCAL全自动内校

温度和时间触发的自动内部校准和调整功能，保证称量结果的可靠性。



一体化托盘

称量室底盘边缘及凹槽设计，方便拆卸及清洁；表面涂有惰性涂层，高耐腐蚀性(仅微量/半微量天平标配)。



智能温控背板

防风罩背板带有温度控制系统，可有效保持称量室的稳定。(仅微量/半微量天平标配)



钛合金称盘与防风环

钛合金具有高耐腐蚀性和无磁性，可保证称重操作受完全保护。(仅微量天平标配)

其他优势功能：

- 新一代超级单体传感器，精度更高，体积更小；上皿式结构设计，称盘直接作用于传感器，减少力的传递步骤，提高称量稳定性
- 称盘下沉式设计，大大减小气流对盘面的干扰
- 校准审计追踪(CAL Audit Trail)功能，自动存储30天内所有校准结果数据，数据可溯源
- 可自动识别连接的打印机型号，GLP/GMP打印格式
- 机壳采用防化学品表面处理，可耐受丙酮，易于清洁；防风罩可完全拆卸，放入洗碗机中清洗
- 内置11种应用程序：称重、混合、组分、统计、转换、密度、百分比、检重、峰值保持、计数、不稳定状态测量等
- MiniUSB接口可直接将数据传输到Microsoft Windows程序中，无需任何软件，并可设置数据输出间隔，可选择SBI、xBPI、电子表格格式和文本格式数据传输协议



reddot design award
winner 2013



□ Secura® 技术规格

型号		微量天平		半微量天平	
		26-1x ¹⁾	225D-1x ¹⁾	125-1x ¹⁾	
设计		1	2	2	
称重能力	g	21	60 120 220	60 120	
可读性	mg	0.002	0.01 0.01 0.1	0.01 0.01	
重复性(标准偏差)	mg	0.004	0.03 0.04 0.07	0.03 0.07	
典型重复性(标准偏差)	mg	0.003	0.02 0.04 0.07	0.02 0.07	
线性	mg	0.01	0.1 0.1 0.2	0.1 0.1	
最优操作范围起始点*	g	0.00164**	0.0082***	0.0082***	
灵敏度漂移(+10至+30°C)	± ppm/K	1	1	1	
典型稳定时间	s	8	6 6 2	6 6	
isoCAL:					
- 温度变化	K	1.5	1.5	1.5	
- 时间间隔	h	4	4	4	
称盘尺寸	mm	Ø 50	Ø 80	Ø 80	
称重室高度 ²⁾	mm	218	218	218	
净重约	kg	8.0	7.8	7.8	
尺寸(深 X 宽 X 高)	mm	376 x 214 x 316			

型号		毫克天平		精密天平	
		213-1x ¹⁾	6102-1x ¹⁾	5102-1x ¹⁾	
设计		4	5	5	
称重能力	g	210	6,100	5,100	
可读性	mg	1	10	10	
重复性(标准偏差)	mg	1	10	10	
典型重复性(标准偏差)	mg	1	10	10	
线性	mg	2	20	20	
最优操作范围起始点*	g	0.82	8.2	8.2	
灵敏度漂移(+10至+30°C)	± ppm/K	2	2	2	
典型稳定时间	s	1	1	1	
isoCAL:					
- 温度变化	K	2	2	2	
- 时间间隔	h	6	6	6	
称盘尺寸	mm	Ø 120	Ø 180	Ø 180	
称重室高度 ²⁾	mm	209	-	-	
净重约	kg	5.1	5.2	5.2	
尺寸(深X宽X高)	mm	359 x 214 x 319	359 x 214 x 94		

* 根据USP (美国药典) 第41章所述, 自820d起至最大称重能力为最优操作范围; 该值通常会更大, 取决于天平安装的位置和环境条件。

** 和内部玻璃防风罩YHK01QP一起使用

*** 和带镂空的80mm称重盘YSP01SQP一起使用

分析天平		毫克天平				
324-1x ¹⁾	224-1x ¹⁾	124-1x ¹⁾	1103-1x ¹⁾	613-1x ¹⁾	513-1x ¹⁾	313-1x ¹⁾
2	3	3	4	4	4	4
320	220	120	1,100	610	510	310
0.1	0.1	0.1	1	1	1	1
0.1	0.1	0.1	1	1	1	1
0.1	0.1	0.1	1	1	1	1
0.3	0.2	0.2	2	2	2	2
0.082	0.082	0.082	0.82	0.82	0.82	0.82
1	1.5	1.5	1.5	2	2	2
2	2	2	1.5	1	1	1
1.5	1.5	1.5	1.5	2	2	2
4	4	4	4	6	6	6
Ø 90	Ø 90	Ø 90	Ø 120	Ø 120	Ø 120	Ø 120
218	209	209	209	209	209	209
7.9	5.1	5.1	5.9	5.1	5.1	5.1
359 x 214 x 319						

3102-1x ¹⁾	2102-1x ¹⁾	1102-1x ¹⁾	612-1x ¹⁾	6101-1x ¹⁾	3101-1x ¹⁾
5	5	5	5	5	5
3,100	2,100	1,100	610	6,100	3,100
10	10	10	10	100	100
10	10	10	10	50	50
10	10	10	10	50	50
20	20	20	20	100	100
8.2	8.2	8.2	8.2	82	82
2	2	3	2	2	2
1	1	1	1	1	1
2	2	2	2	2	2
6	6	6	6	6	6
Ø 180	Ø 180	Ø 180	Ø 180	Ø 180	Ø 180
-	-	-	-	-	-
5.2	5.2	5.2	4.7	5.2	5.2

¹⁾ 特定国家型号版本适用名称的占位符

²⁾ 称重盘上沿到防风罩最顶端面板的下沿

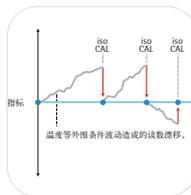
■ Quintix® 系列电子天平

便捷地称量



电容式彩色触摸屏

全新滑屏体验和引导式交互操作；直观的自解释图标及纯文本的中文用户界面。



isoCAL全自动内校

温度和时间触发的自动内部校准和调整功能，保证称量结果的可靠性。



校准审计追踪(CAL Audit Trail)功能

自动存储30天内所有校准结果数据，数据可溯源。



内置11种应用程序

包括：称重、混合、组分、统计、转换、密度、百分比、检重、峰值保持、计数、不稳定状态测量等。



数据直接传输至电脑

MiniUSB接口可直接将数据传输到Microsoft Windows程序中，无需任何软件，并可设置数据输出间隔，可选择SBI、xBPI、电子表格格式和文本格式数据传输协议。



创新防风罩设计

- 侧门带滚轮设计，轻松开关门，且经久耐用
- 玻璃表面涂有导电涂层，可有效减少静电对称量的影响



管理员锁

菜单锁定功能，防止误操作。



易清洁耐腐蚀

机壳采用防化学品表面处理，可耐受丙酮，易于清洁；防风罩可完全拆卸，放入洗碗机中清洗。



一体化托盘

称量室底盘边缘及凹槽设计，方便拆卸及清洁；表面涂有惰性涂层，高耐腐蚀性(仅微量/半微量天平标配)。



智能温控背板

防风罩背板带有温度控制系统，可有效保持称量室的稳定。(仅微量/半微量天平标配)



设计1



设计2



设计3



设计4

□ 内置应用程序

称重



快速而专业地执行高精密度称重测量。自行设置称重单位和小数位数。您可在Quintix® 或Secura® 天平的称重应用程序上实现以上所有功能。

混合



一种配方。几种单独成分。目的：在一个容器内称重所有，关注总重量。Quintix® 和Secura® 可以让您以100%的可追溯性称量各种成分的重量。

组份



一种配方。几种单独成分。目的：将所有成分进行单独称重。同时，检查Quintix® 和Secura® 内所称重的全部重量。可轻松追踪重成分，以获得完美的称重结果。

统计数据



是否可以一键生成样本含量相对较大的统计数据？是的，可以！Quintix® 和Secura® 的内部统计数据内存可保存所有称重结果，可以检索到带有关键统计数据的结构清晰的列表。

换算



没有时间进行复杂的换算？Quintix® 和Secura® 可为您节省数据处理的时间。仅需要输入一个换算系数，称重并即刻读出重量读数或数值，以及换算结果。

密度



高精密度液体和固体密度测量-非常简单。仅需要选择密度应用程序，并使用选配的密度测量装置。举例而言，这款获奖无数的组合可让Quintix® 和Secura® 精准地判断稀有金属或塑料零件的质量。

峰值保持



天平上的大尺寸对象是否会遮盖显示，或者读数是否仅显示一秒钟？我们的解决方案：Quintix® 和Secura® 的读数锁定可让您稍后慢慢浏览。

检重



您的样本是否位于公差范围内？Quintix® 和Secura® 将通过简洁明了的颜色编码柱状图为您提供答案。您可以一眼就看出样本是否“获得绿灯”，以便继续操作。

计数



一袋装有未知数目的同类小部件：忘记手工计数。Quintix® 和Secura® 将显示件数以及所有部件的总重量-仅需要两个简单的称重步骤即可。

百分比



是否需要比较不同的样品，并确定其相对于参考标准的百分比？Quintix® 和Secura® 的百分比应用程序将立即为您解决所有事宜。

不稳定条件



您的工作环境是否非常忙碌，经常有同事跑进跑出？或者您需要称重不愿保持静止的小老鼠？这对Quintix® 和Secura® 而言不是问题。他们将为您提供绝对稳定的结果，即便在不稳定的环境条件下。

□ Quintix® 技术规格

型号		半微量天平			分析天平 224-1x ¹⁾
		125D-1x ¹⁾	65-1x ¹⁾	35-1x ¹⁾	
设计		1	1	1	2
称重能力	g	40 60 120	40 60	30	220
可读性	mg	0.01 0.01 0.1	0.01 0.01	0.01	0.1
重复性(标准偏差)	mg	0.03 0.04 0.07	0.03 0.04	0.03	0.1
典型重复性(标准偏差)	mg	0.02 0.04 0.07	0.02 0.04	0.03	0.1
线性	mg	0.1 0.1 0.2	0.1 0.1	0.1	0.2
最优操作范围起始点*	g	0.0082 **	0.0082 **	0.0082 **	0.082
灵敏度漂移 (+10至+30°C)	±ppm/K	1	1	1	1.5
典型稳定时间	s	6 6 2	6 6	6	2
isoCAL:					
- 温度变化	K	1.5	1.5	1.5	1.5
- 时间间隔	h	4	4	4	4
称盘尺寸	mm	Ø 80	Ø 80	Ø 80	Ø 90
称重室高度 ²⁾	mm	218	218	218	209
净重约	kg	7.8	7.8	7.8	4.9
尺寸(深 X 宽 X 高)	mm	376 x 214 x 316			359 x 214 x 319

型号		精密天平			
		5102-1x ¹⁾	3102-1x ¹⁾	2102-1x ¹⁾	1102-1x ¹⁾
设计		4	4	4	4
称重能力	g	5,100	3,100	2,100	1,100
可读性	mg	10	10	10	10
重复性(标准偏差)	mg	10	10	10	10
典型重复性(标准偏差)	mg	10	10	10	10
线性	mg	20	20	30	30
最优操作范围起始点*	g	8.2	8.2	8.2	8.2
灵敏度漂移 (+10至+30°C)	±ppm/K	3	3	4	4
典型稳定时间	s	1	1	1.5	1.5
isoCAL:					
- 温度变化	K	2	2	2	2
- 时间间隔	h	6	6	6	6
称盘尺寸	mm	Ø 180	Ø 180	Ø 180	Ø 180
称重室高度 ²⁾	mm	-	-	-	-
净重约	kg	52	5.2	4.7	4.7
尺寸(深 X 宽 X 高)	mm	359 x 214 x 94		359 x 214 x 88	

* 根据USP(美国药典)第41章所述, 自820d起至最大称重能力为最优操作范围:
该值通常会更大, 取决于天平安装的位置和环境条件。

** 和带镂空的80mm称重盘YSP01SQP一起使用

124-1x ¹⁾	64-1x ¹⁾	毫克天平				精密天平
		613-1x ¹⁾	513-1x ¹⁾	313-1x ¹⁾	213-1x ¹⁾	6102-1x ¹⁾
2	2	3	3	3	3	4
120	60	610	510	310	210	6,100
0.1	0.1	1	1	1	1	10
0.1	0.1	1	1	1	1	10
0.1	0.1	1	1	1	1	10
0.2	0.2	2	2	2	2	20
0.082	0.082	0.82	0.82	0.82	0.82	8.2
1.5	1.5	3	3	3	3	3
2	2	1	1	1	1	1
1.5	1.5	2	2	2	2	2
4	4	6	6	6	6	6
Ø 90	Ø 90	Ø 120	Ø 120	Ø 120	Ø 120	Ø 180
209	209	209	209	209	209	-
4.9	4.9	4.9	4.9	4.9	4.9	5.2
						359 x 214 x 94

612-1x ¹⁾	412-1x ¹⁾	6101-1x ¹⁾	5101-1x ¹⁾	2101-1x ¹⁾	6100-1x ¹⁾	5100-1x ¹⁾
4	4	4	4	4	4	4
610	410	6,100	5,100	2,100	6,100	5,100
10	10	100	100	100	1,000	1,000
10	10	100	100	100	500	500
10	10	100	100	100	500	500
30	30	300	300	300	1,000	1,000
8.2	8.2	82	82	82	820	820
4	4	8	8	8	8	8
1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1	1
2	2	2	2	2	2	2
6	6	6	6	6	6	6
Ø 180	Ø 180	Ø 180	Ø 180	Ø 180	Ø 180	Ø 180
-	-	-	-	-	-	-
4.7	4.7	4.7	4.7	4.7	4.7	4.7

¹⁾ 特定国家型号版本适用名称的占位符

²⁾ 称重盘上沿到防风罩最顶端面板的下沿

■ Practum® 系列电子天平

精确称量

- 中文彩色触摸屏
- 超级单体传感器
- 带miniUSB数据接口，即插即用功能，方便数据直接传送到电脑，无需中间数据通讯软件
- 按时间间隔打印输出结果，轻松记录称量过程变化
- 可自动识别连接的打印机型号
- 内置称重、密度、百分比、检重称量、峰值保持、计数、不稳定称量等应用程序
- 监管锁(supervisor lock)功能，锁定屏幕，防止误操作
- 带肯辛顿(Kensington)防盗锁插孔和插头
- 天平具有过载保护功能
- 内置下挂称量
- 机壳采用防化学品表面处理，可耐受丙酮和酒精擦拭
- 防风罩可完全拆卸，放入洗碗机中清洗，易于清洁
- 防风罩玻璃表面涂有导电涂层，可有效减少静电对称量的影响
- 侧门带滚轮设计，轻松开关门，且经久耐用
- 标配机身保护罩
- eCheck功能，天平能自动启动内部校准检测，保证称量的精确性（可读性为0.1mg的天平除外）



□ 技术参数

型号		224	124	513	313	213	3102	2102	1102	612	6101	5101	2101	6100	5100	
称重能力	g	220	120	510	310	210	3100	2100	1100	610	6100	5100	2100	6100	5100	
可读性	mg	0.1	0.1	1	1	1	10	10	10	10	100	100	100	1000	1000	
可重复性	mg	0.1	0.1	1	1	1	10	10	10	10	100	100	100	500	500	
线性	mg	0.2	0.2	2	2	2	30	30	30	30	300	300	300	1000	1000	
一般稳定时间	S	2	2	1	1	1	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1	1	
外部校准砝码	g	200	100	500	200	200	2000	2000	1000	500	5000	5000	2000	5000	5000	
		E2	E2	F1	E2	E2	F1	F1	F1	F2	F2	F2	F2	F2	F2	
称重盘规格	∅	90	90	120	120	120	180	180	180	180	180	180	180	180	180	
称重室高度	mm	209	209	209	209	209										
大约净重	kg	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	
尺寸DxWxH	mm	360x216x320					360x216x95									

■ BSA系列电子天平

精确称量

- 超级单体传感器，确保长期、高质量的称量结果
- 带背景光、高对比度显示器，字高15mm
- 左右2个去皮键，满足不同使用习惯
- 80MHz高速微处理器MC1，使天平响应更快、结果更稳定
- 防风罩玻璃表面有防静电涂层，能有效屏蔽静电荷的干扰
- 前置水平泡，方便快速地检查天平是否水平
- 内置校准砝码，一键启动全自动校准与调整(仅针对-CW型号)
- RS-232C接口，通过选配不同转换线实现与外部系统的双向通信
- 可打印输出符合ISO/GLP要求的校准、称量记录(仅当连接YDP20-OCE打印机时)
- 内置应用程序：密度测定、公式计算、百分比称重、净重-总重称量、动物称重、称量单位转换、求和
- 下部吊钩，满足大体积称量
- 密度直读功能
- 标配防风环(仅针对可读性为0.1mg天平)



□ 技术参数

型号	可读性(g)	量程(g)	称盘尺寸(mm)	重复性(g)	线性(g)	平均响应时间(s)	校准方式
BSA124S	0.0001	120	90	0.0001	0.0002	2.5	外校
BSA124S-CW	0.0001	120	90	0.0001	0.0002	2.5	内校
BSA224S	0.0001	220	90	0.0001	0.0002	2.5	外校
BSA224S-CW	0.0001	220	90	0.0001	0.0002	2.5	内校
BSA223S	0.001	220	115	0.001	0.002	1	外校
BSA223S-CW	0.001	220	115	0.001	0.002	1	内校
BSA323S	0.001	320	115	0.001	0.002	1	外校
BSA323S-CW	0.001	320	115	0.001	0.002	1	内校
BSA423S	0.001	420	115	0.001	0.002	1.3	外校
BSA423S-CW	0.001	420	115	0.001	0.002	1.3	内校
BSA623S	0.001	620	115	0.001	0.002	1.3	外校
BSA623S-CW	0.001	620	115	0.001	0.002	1.3	内校
BSA822	0.01	820	150	0.02	0.03	1	外校
BSA822-CW	0.01	820	150	0.02	0.03	1	内校
BSA2202S	0.01	2200	180*180	0.01	0.02	1.1	外校
BSA2202S-CW	0.01	2200	180*180	0.01	0.02	1.1	内校
BSA3202S	0.01	3200	180*180	0.01	0.02	1.1	外校
BSA3202S-CW	0.01	3200	180*180	0.01	0.02	1.1	内校
BSA4202S	0.01	4200	180*180	0.01	0.02	1.1	外校
BSA4202S-CW	0.01	4200	180*180	0.01	0.02	1.1	内校
BSA6202S	0.01	6200	180*180	0.01	0.02	1.1	外校
BSA6202S-CW	0.01	6200	180*180	0.01	0.02	1.1	内校
BSA2201	0.1	2200	180*180	0.1	0.1	1	外校
BSA2201-CW	0.1	2200	180*180	0.1	0.1	1	内校
BSA5201	0.1	5200	180*180	0.1	0.1	1	外校
BSA5201-CW	0.1	5200	180*180	0.1	0.1	1	内校
BSA8201	0.1	8200	180*180	0.1	0.1	1	外校
BSA8201-CW	0.1	8200	180*180	0.1	0.1	1	内校

配件

使用我们多种配件扩展 Secura®、Quintix®、Practum® 和BSA的性能：



YDP30

热转印打印机用于GxP打印输出至标准印纸，标签纸卷或单独标签，连接至USB端口或RS232端口。



YDP40

直接热敏打印机用于GxP打印输出至标准印纸，标签纸卷，链接至USB端口或RS232端口。



YRB11Z

标准实验室天平的外部可充电电池组。



VF4601

测定固体和液体的密度组件，适用于可读性为0.01mg的天平（不提供天平）



YDK03

测定固体和液体的密度组件，适用于可读性为0.1mg或1mg的天平（不提供天平）



YDK04

测定固体和液体的密度组件，适用于可读性为10mg的天平（不提供天平）



YCP06SQ

用于可读性为0.01mg的天平的移液器校准套件(硬件)。该套件包含防蒸发装置和所有需要的适配器。



YDS01SQ

天平防风罩，适用于可读性为10mg的天平（不提供天平）。



YDS02SQ

圆形玻璃防风罩，适用于可读性为1mg的天平(不提供天平)。

**YFW01SQP**

滤膜秤盘，直径130mm，适用于0.01mg天平

**YSP01SQP**

镂空秤盘，直径80mm，可有效减小环境气流干扰，提高称重性能，适用于0.01mg天平

**YWP01SQP**

直径90mm的秤盘，包括配套底部托盘，只用于0.01mg天平

**YHK01SQP**

圆形玻璃内部防风罩，可有效减小环境气流干扰，提高称重性能，适用于0.002mg天平

**VF4589**

直径50mm的不锈钢秤盘套装，包括一个称盘和两个圆形防风环（一高一低两种设计），适用于0.002mg天平

□ 附加配件

69Y03285	标准用纸和适用于YDP30 实验室打印机的墨带套装	6960SE04	适用于可读性为0.01mg 或0.002 mg 的天平的防尘罩
69Y03286	自粘合用纸和适用于YDP30实验室打印机的墨带套装	6960SE03	适用于可读性为0.1mg 或1mg 的天平的防尘罩
69Y03287	适用于YDP30 YDP40实验室打印机的标准用纸	YIB01-OUR	离子吹风机，用于消除样品容器和样品上的静电电荷
69Y03288	适用于YDP30 YDP40实验室打印机进行直接热敏打印的自粘合用纸	YSTP01	Stat-Pen 除静电笔，用于中和样品和滤膜上的静电电荷
YCC04-D09	数据线，miniUSB USBA	YWT09	带天然石质内嵌的木质天平台，用于进行精确，可靠的称重
YCC03-D09	数据线，miniUSB RS232,9针	YWT03	天然石称重台，具有吸震功能
YCC03-D25	数据线，mini USB RS232,25 针	YWT04	壁挂控制台，用于进行微量、分析和精密天平
YDB-SECURA- 5	适用于0.01mg 或0.002 mg 天平的演示箱	641214	铬镍钢称量舟，90 mm X 32 mm X 8 mm
YDB-SECURA	适用于0.0001g或0.001g天平的演示箱	6565-250	铝质称量舟 4.5 mg (每包250 个) 用于微量天平
YDB-SECURA-P	适用于0.01g 天平的演示箱	6566-50	铝质称量舟 52 mg (每包50个) 用于微量天平
6960SE05	适用于可读性为0.01mg或0.002mg的天平的使用中的防尘罩		
6960SE01	适用于可读性为0.1mg或1mg的天平的使用中的防尘罩		
69G0SE02	适用于可读性为0.01g 0.1g 1g的天平的使用中的防尘罩		

■ LMA100P (Mark3)

专业型水分测定仪

- 四根平行的石英加热元，快速、均匀加热样品
- 高精度测量，内置0.1mg分析天平，水分检测下限可达50ppm
- 测试方法符合ASTM D6980标准
- 强大的塑料检测方法库，拥有超过8000种测试程序
- 测试结果与卡尔费休滴定法(Karl Fisher)的结果一致
- 模块化设计，最多可连接四个加热模块，能同时测量多达四个不同样品，提高生产效率
- 能存储300个测试程序



□ 技术参数

模块化设计	仪器由控制模块和加热模块组成，一个控制模块最多可连接四个加热模块
水分测量范围	0.005%--99.995%，最低可测量到50ppm的含水量
加热元	四组平行红外石英管
称重传感器	采用超级单体传感器
温度范围	30℃--210℃，以1℃调整
待机温度范围	30℃--165℃，以1℃调整
称重范围	100g
称重精度	0.1mg
仪器可读性	0.001%
程序存储	可存储300个程序，并可以数字和字母命名
统计分析	平均值/SD/RSD/最高/最低
存储结果	999个独立测量结果
结果显示	水分%，干重%，干重g，挥发分%，水分ppm
打印	内置打印机（标配）
通讯接口	RS232，USB，以太网



■ LMA200PM

超快速微波水分测定仪

- 微波干燥加热法，快速、有效
- 超快速测量，平均测定时间仅需要2分钟
- 内置0.1mg分析天平，精确测量损失的水分含量
- 智能型终点判断功能，确保优异的分析结果
- 精度与速度兼备的水分测定仪



□ 技术参数

量程	70g
称重精度	0.1mg
平均重复性 (初始样品量大约1克时)	+/-0.05%
样品容量	90mm直径的玻璃纤维膜
测试结果显示模式	水分%，水分ppm，挥发物%，干重(固体)%，干重ppm，干重g，干燥后损失mg，比值%
测量范围	0.1—100%水分
加热单元	输入功率1000W的微波加热器
加热功率控制	2—100%，增量1%
终点判断	全自动，使用重量和水分传感器； 用户根据重量损失或时间自定义； 1-50mg/1-99秒，0.1-99%/1-99秒； 定时模式：0.1-99.9秒"
分析时间	大约40-120秒（根据样品和水分含量不同而不同）
存储程序	320个，存储在永久内存中
数据打印机	热敏打印机，内置
水分分析报告	用户设置，符合GLP标准； 报告可用内置热敏打印机打印在不褪色的纸张上
操作指导	菜单式，数字字符对话框（可选英语、发育、德语、意大利语、西班牙语）； 5个预设功能键。
通讯接口	1个RS232接口，用于PC； 1个以太网接口。
显示屏	带触摸功能的彩色显示屏，易于读数和操作
安全性	菜单操作权限设定功能，防止非法进入菜单
外壳尺寸	510x 535x 304mm
重量约	22kg

■ MA35

标准型红外快速水分测定仪



- 红外暗场热管，均匀加热样品
- 操作简单，无需编程
- 玻璃嵌板可替换铝嵌板，严格符合FDA/HACCP标准
- 适用于现场监控

■ MA37

快速紧凑型红外快速水分测定仪



- 480W的加热功率大大提高了测量速度
- 高性能加热元件使加热迅速，缩短测试时间
- 状态灯，显示测量状态，可见距离可达10米
- 用户友好型操作，彩色触摸屏和易理解菜单的用户界面极大简化了操作
- BetterClean设计，仪器完全可拆卸、清洁更简单

■ MA160

管理复杂任务的新型快速水分测定仪



- 600W的加热功率，测试时间比传统的水分仪快一倍以上
- 高性能的AURI加热元和样品室的几何结构确保快速加热并均匀迅速的干燥样品
- 快速且精确的测试方法开发
- 大存储器允许客户存储多达100个测试方法，并在一个方法库里实施管理
- ReproEasy垫提供了可靠的性能测试，确保结果的可靠性
- 用户友好型操作，彩色触摸屏和易理解菜单的用户界面极大简化了操作
- 状态灯，显示测量状态，可见距离可达10米
- BetterClean设计，仪器完全可拆卸、清洁更简单
- SD卡可存储和转移数据及方法

■ MA100

分析型红外快速水分测定仪



- 高精度分析 (0.1mg)
- 多种加热元件可选：红外陶瓷加热元、石英加热元或卤素加热元
- 全自动终点识别功能SPRM模式，让获得测试方法更简单
- 全自动开关门方式（马达驱动）
- 全自动校准功能（内校和外校）
- 可安装内置打印机，输出结果符合GLP/GMP标准

□ 技术参数

	MA35	MA37	MA160	MA100
量程(g)	35	70	200	100
传感器精度(mg)	1	1	1	0.1
平均重复性(%)				
初始样品重量>1 g时	(+/-) 0.2	(+/-) 0.2	(+/-) 0.2	(+/-) 0.1
初始样品重量>5 g时	(+/-) 0.05	(+/-) 0.05	(+/-) 0.05	(+/-) 0.02
可读性(%)	0.01	0.01	0.01	0.01
测量结果显示模式				
%水份, %干重(固体), %比值, 烘干后重量值g	○	○	○	○
g水份, g干重(固体)		○	○	
烘干后重量值g/kg				○
蒸发重量mg				○
ATRO以%M/S为单位		○	○	○
计算值(测量值x因子)				○
加热温度范围和设定				
从40°C-160°C, 增量1°C	○			
从40°C-200°C, 增量1°C		○		
从30°C-180°C, 增量1°C				○ (MA100H & C)
从30°C-230°C, 增量1°C				○ (MA1000)
待机温度范围和设定				
从40°C-100°C, 增量1°C		○	○	
从30°C-100°C, 增量1°C				○
加热模式				
标准	○	○	○	○
快速				○
温和		○	○	○
阶段				3x0.1-999 min + 全自动
SPRM®参数识别模式				○
方法开发助手			○	
分析方法				
全自动	○	○	○	○
半自动: 1-50 mg/5-300 sec		○	○	○
0.1-5.0 %/5-300 sec		○	○	○
定时	1x0.1-999 min	1x0.1-999 min	1x0.1-999 min	3x0.1-999 min
定时模式+全自动半/自动				2x0.1-999 min + 全自动
加热单元				
金属管加热器(红外暗场)	○	○		
AURI 合金加热源(红外)			○	
卤素灯(红外)				○
石英CQR加热器				○
陶瓷加热器(红外)				○
加热单元				
翻盖式	○	○	○	
马达驱动式				○
铝嵌板取代玻璃嵌板, 符合FDA/HACCP标准**	○	○	○	○
内置校准砝码				○
操作指导				
菜单提示, 符号输入	○			○
中文操作系统		○	○	
触摸屏		○	○	
可存储程序数	1	1	100	30
数据存储				
对9,999个测量值进行统计				○
保存测量结果到下一次测量开始	○	○		○
1000个测试结果			○	
数据打印机				
内置(可选向后安装)				○
外置(附件)	○	○	○	○
外置打印机	YDP20	YDP30	YDP30	YDP20
打印输出	GLP格式	GLP格式	GLP格式	GLP格式
数据接口				
RS-232C单向	○			
RS-232C双向				○
miniUSB		○	○	
键盘防尘罩	○	○	○	○
外壳尺寸(mm)	224x366x191	215x400x210	215x400x210	350x453x156
重量约(kg)	5.8	6.3	6.3	8

*适用于石英CQR 加热器; **不适用于卤素灯或石英CQR 加热器;

■ Cubis® MPS

量身定制的移液器校准系统

- 基于Cubis系列的优良工艺设计和称重性能
- Motion Sensor动作传感器，当感应到移液器靠近时自动打开防风挡片，移开则自动关闭挡片
- 内置气象传感器，实时监控防风罩内部环境湿度
- 带内部校准功能，也可使用外部砝码校准，无需卸载防蒸发装置
- 称量室内置LED状态灯，既是照明作用，也能实时直观指示系统状态（红白两种灯光）
- 可连接外部气象塔，使天平能自动获取环境的温度、湿度、气压数据，并自动计算空气密度。（气象塔为选配件，货号：YCM20MC-Tower）
- 可连接带温度传感器的储液槽，使天平能自动获取水温。（储液槽为选配件，货号：YCP05-LR01）



□ 技术参数

型号	MPS6.6S	MPS105S
可读性 [mg]	0.001	0.01
称重能力 [g]	6.1	100
典型反应时间 [s]	5	3
重复性 [\pm mg]	0.001	0.015
线性 [\pm mg] (测试载荷)	0.004 (2g)	0.15mg (50g)
偏载误差[mg] (测试载荷)	0.007 (5g)	0.1 (50 g)
根据JJG646标准可连续校准移液器的数量	60(10 μ L 移液器)	100 (100 μ L 移液器)



■ PB-10 标准型 pH 计

- 全自动温度补偿
- 最多3点校准存储
- 全自动显示电极斜率及使用状态
- 自动识别3组16种缓冲液
- 校准只需按一个键，简单方便
- 稳定符号，表示读数已达稳定
- 同步显示pH、温度和缓冲液
- 直接以mV或pH方式读取测量值
- 配送3合1电极



□ 技术参数

特性	PB-10
pH测量范围	0 ~ 14.00
pH可读性	±0.01
pH精度	±0.01
mV测量范围(mV)	±1500.0
mV可读性(mV)	±0.1
mV精度(mV)	±0.4
温度范围(°C)	-5.0 ~ 105.0
可读性(°C)	±0.1
精度(°C)	±0.2
校准点	最多3种缓冲液
自动识别缓冲液	16种缓冲液 2、4、7、10、12 1、3、6、8、10、13 1.68、4.01、6.86、9.18、12.46
自动温度补偿(ATC)	是
显示电极斜率	是
接口	BNC
显示屏	LCD
尺寸(mm)	230x120x80

pH复合电极

推荐用于…	pH范围	电极体结构	内置温度传感器	温度范围	订货号
常规样品的pH测量	0~14	塑料体, 可填充电解液	有	0~100℃	PY-ASI2
所有pH测量, 兼容TRIS	0~14	玻璃体, 电解液: KCL 3mol/l	有	-5~100℃	PY-P11-2S
常规样品的pH测量	0~14	塑料体, 凝胶	有	0~100℃	PY-ASI
少量样品, 窄口样品容器	0~14	微电极(长度 110mm, 直径 5mm) 电解液: KCL 3mol/l	没有	-5~60℃	PY-P22-2S
小体积或面积的pH测量, 如肉、乳酪、皮、培养基等	2~13	平头电极, 玻璃体, 凝胶	没有	-5~50℃	PY-P23-2S
常规样品的pH测量, 耐腐蚀	0~14	玻璃体, 可填充电解液	没有	0~100℃	PY-PG
低离子强度样品的pH测量	0~14	玻璃体, 可填充电解液	没有	0~100℃	PY-PW

温度补偿传感器

推荐用于…	电极体结构	订货号
温度测量和自动温度补偿, 用于所有无内置温度传感器的电极	不锈钢体	PY-T02

氧化还原电极(ORP)

推荐用于…	电极体结构	内置温度传感器	温度范围	订货号
所有ORP测量	玻璃体, 电解液: KCL 3mol/l	没有	0℃ ~ 100℃	PY-R01-2S

赛多利斯(上海)贸易有限公司

E-mail: info.cn@sartorius.com

热线电话: 400 920 9889 | 800 820 9889

地址: 上海市浦东新区张江高科技园区金科路4560号1号楼北楼三层

邮编: 201210

电话: +86.21.6878.2300

传真: +86.21.6878.2882



◀ www.sartorius.com.cn