



赛多利斯 实验室称重产品 精简目录

Simplifying Progress

SARTORIUS

公司简介

赛多利斯 (SARTORIUS) 是一家具有悠久历史的公司，以其在称重技术领域的创新和卓越而闻名。赛多利斯成立于 1870 年，总部位于德国哥廷根。自成立以来，赛多利斯一直致力于开发高精度的称重设备，以及其衍生产品，如：水分测定仪、称重模块和电化学产品等，以满足科研、制药 / 生物制药、检测、工业制造等全行业的实验室需求。

在 20 世纪初，赛多利斯推出了多款创新的天平产品，逐渐确立了其在全球市场的领先地位。随着技术的进步，赛多利斯不断改进其天平的精度、稳定性和易用性，推出了超微量天平、微量天平、半微量天平、分析天平、毫克天平和精密天平等产品。这些产品广泛应用于制药、化工、食品和环

赛多利斯的天平以其高精度、可靠性和耐用性而著称，成为全球用户的理想选择。公司通过不断的研发投入和技术创新，保持了在称重技术领域的领先地位，并继续为客户提供高质量的解决方案。



世界天平之父

150 年以来，赛多利斯始终走在称量技术发展的前沿，发明了：

- 第一台铝制短臂分析天平 (1870')；
- 第一台精度达一亿分之一克的超微量天平，于 1971 年被载入《吉尼斯世界纪录大全》，创造了当时世界最高精度的纪录，并一直保持至今；
- 超级单体传感器，在德国、美国和瑞士等国家都取得了专利 (1998) ……

超级单体传感器 (MONOLITHIC)

该传感器是由一整块高纯度铝合金在高精密加工中心上进行自动化三维加工，一次成型得到的。它减少了传统传感器的 100 多个零部件，是除磁缸和线圈之外的完整的传感器结构。高度一体化和超精细加工（最细连接处仅 40 微米，比头发丝还细），使超级单体传感器具有更高的分辨率，更快的响应速度，更稳定的示值读数，更加坚固且耐用，并且受环境温度影响极小。

偏心误差补偿技术

赛多利斯第四代的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。一方面使新一代的天平称盘尺寸增大，更重要的是使天平的计量指标得到全面提升。



目录

实验室天平

- 04 Cubis® II 超高分辨率 (UHR) 系列
- 07 Cubis® II 模块化系列
- 09 Quintix® Pro 高性能系列
- 20 Secura® 和 Quintix® 高性能的半微量天平
- 22 Entris® II BCA
- 24 Entris® II BCE

水分测定仪

- 28 MA35 / 37 / 160 / 100

pH 计

- 30 PB-30 / PB-30L



Cubis[®] II 超高分辨率 (UHR) 系列天平

全新性能基准

高分辨率实验室天平适用于称量非常少量的样品，广泛应用于众多行业，如制药、生物制药和化学工业等分析、研究、QC 实验室或生产现场。Cubis[®] II UHR 大量程微量天平与半微量天平是赛多利斯 Cubis[®] II 家族的新成员。

- **第四代超级单体传感器**，真实实验室条件下保持卓越的称量性能；
- **全自动调水平**，确保天平实时处于水平状态和称重结果准确；
- **isoCAL 全自动内校（校正）**，确保称重结果准确；
- **交互式状态中心**，一键了解设备信息，如校准、调平、服务和清洁状态以及环境条件（温度、湿度、气压）；

- **全量程范围内恒定且较低的最小准确量值与最小样品量**，尽可能降低样品成本；
- **集成式的清洁 QAPP**，免工具拆卸，高耐化学性，和引导式清洁流程，使天平清洁成为合规和 SOP 的一部分；
- **创新的除静电技术**可以完全消除样品与容器的静电，保障了快速的称量稳定时间；
- **紧凑的结构设计**，称重区域较原来增加 66%；
- 可根据不同的称重应用，**选配称量盘（直径为 50mm 或 90mm）、自动防风罩、以及额外的内置防风罩**；
- **符合人体工程学的称重，无样品损耗。**



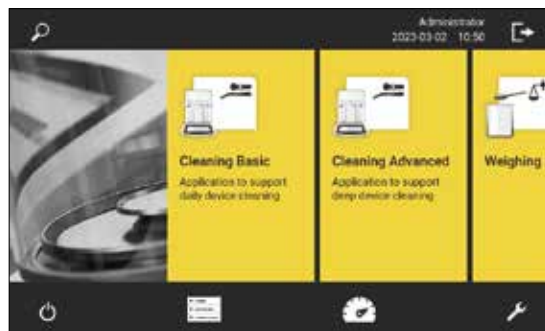
Cubis® II 超高分辨率 (UHR) 系列天平

实验数据与日常清洁合规

Cubis® II UHR 系列天平产生的数据均遵循 ALCOA(+) 关键原则，该原则定义了数据完整性标准，符合 GxP。因此，该系列天平能确保安全准确的数据存储，并符合 FDA 21CFR part11 和欧盟附录 11 合规性的所有要求。

Cubis® II UHR 系列天平配有制药软件包，以符合通用法规的规定。满足长期数据存储要求的合规性，可通过额外的程序或系统来实现。

- **审计追踪和 Alibi 存储：** Cubis® II 的审计追踪是一份带时间戳的防篡改电子日志文件；Cubis® II 还包含一个 Alibi 存储器，系统可自动将称重数据存储在环形缓冲区；
- **用户管理：** 为通过访问控制实现用户管理提供了两种选择：本地用户管理和可实现单点登录的公司域管理；
- **安全数据传输：** 能保存所有数据及相应的 MD5 校验和文件，避免可验证数据是否被篡改；
- **时间同步：** 支持通过网络时间协议 (NTP) 自动进行时间同步；
- **电子签名：** 可使用电子签名签署称重过程的最终报告，该电子签名基于一个安全密码，完全符合 FDA 21CFR 的要求；
- **备份：** 可通过时间控制功能实现自动备份，完全合规。



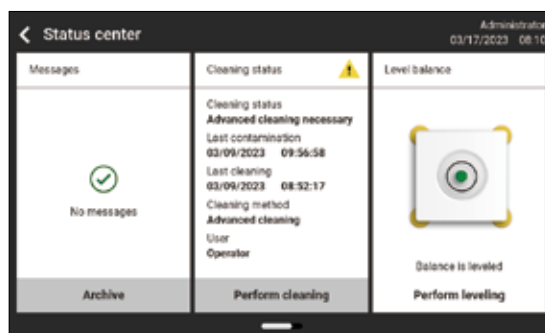
日常和高级清洁



适合天平配置的引导式清洁过程



审计追踪中可追溯清洁事件



状态中心可显示清洁状态

Cubis[®] II 超高分辨率（UHR）系列天平

技术参数

大量程微量天平（百万分之一天平）

型号	可读性	量程	称盘 (W×D)	典型稳定 时间	在 5% 负载下的 重复性(典型值)	线性偏差 (允差)	偏载误差（检验 载重）（典型值）	最小称样量 ** (优化值 典型值)
	[mg]	[g]	[mm]	[s]	[±mg]	[±mg]	[mg]*(g. 测试砝码)	[mg]**
36S-3CCN	0.001	32	Φ50	3.5	0.0007	0.012	0.006 (10)	0.82 1.4
36P-3CCN	0.001 0.01	10.1 32	Φ50	3.5 2.5	0.0007	0.015	0.008 (10)	0.82 1.4
66S-3CCN	0.001	61	Φ50	3.5	0.0007	0.02	0.01 (20)	0.82 1.4
66P-3CCN	0.001 0.01	12 61	Φ50	3.5 2.5	0.0007	0.02	0.012 (20)	0.82 1.4
116S-3CCN	0.002	111	Φ50	3.5	0.0025	0.03	0.02 (50)	1.64 5.0



半微量天平（十万分之一天平）

型号	可读性	量程	称盘 (W×D)	典型稳定 时间	在 5% 负载下的 重复性(典型值)	线性偏差 (允差)	偏载误差（检验 载重）（典型值）	最小称样量 ** (优化值 典型值)
	[mg]	[g]	[mm]	[s]	[±mg]	[±mg]	[mg]*(g. 测试砝码)	[mg]**
226S-3CCN	0.005	220	Φ50	1.5	0.004	0.07	0.04 (100)	4.1 8.0
225S-3CCN	0.01	220	Φ90	1.5	0.0065	0.07	0.05 (100)	8.2 13.0
225P-3CCN	0.01 0.1	120 220	Φ90	1.5	0.0065	0.1	0.06 (100)	8.2 13.0
125S-3CCN	0.01	120	Φ90	1.5	0.0065	0.07	0.04 (50)	8.2 13.0



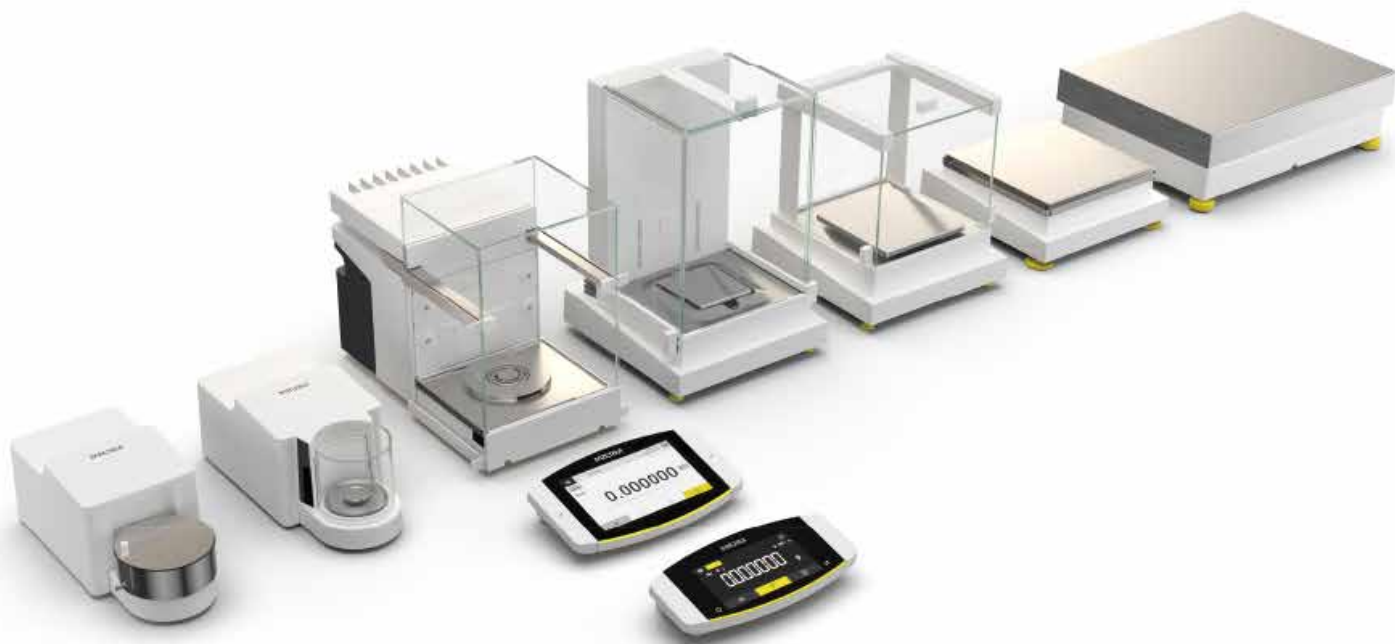
* 依据 OIML R76

** 依据 USP（美国药典）第 41 章，最佳操作范围自 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[®] II 实验室天平

量身定制的模块化 - 成千上万种配置基准



2009 年，赛多利斯推出了模块化天平 Cubis[®] I；如今，Cubis[®] II 沿袭了这一经典产品，是采用模块化设计的实验室天平系列：

- 可从 **50 多种不同的称重模块** 中选择适合您喜好的模块；
- 根据您的天平类型，可提供 **7 种不同的防风罩** 选项；
- 根据您的称重应用和要求，可提供 **2 种不同的显示屏**，高级和基本用户界面可选；
- QAPP 软件包多达 **60 个应用程序**，并且还在不断的开发更新中。



Cubis[®] II 实验室天平

智能化设计 - 满足您特定需求的实验天平



- 全自动调水平，确保天平实时处于水平状态和称重结果准确；
- 可识别四种手势控制，可用手势开和关自动防风罩，启动除静电器，或输出报告；
- isoCAL 全自动内校（校正），确保称重结果准确；
- 内置除静电装置，可一键启动，或在防风罩关闭时，自动清除样品和容器上的静电；
- 所有 MCA 型天平均提供集成式的清洁 QAPP，提供天平清洁指导，并使天平清洁成为合规的一部分；
- 状态中心可集中显示天平的所有信息，如校准、调平、服务和清洁状态以及环境条件（温度、湿度、气压）；
- 可选品类丰富的钛制样品支架，确保各类样品容器（如离心管、进样瓶、定容瓶、注射器等）直接在天平上称重。



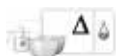
Cubis® II 实验室天平

面向未来 - 包罗万象的 QAPP 应用程序



QP1 制药软件包

制药软件包包含符合 21 CFR Part 11、USP 第 41 章和 EP2.1.7 等全球药品相关指南的应用程序。制药包包含用户管理、电子签名、审计追踪、USP 最小样品量等应用程序。



QP2 高级软件应用包

高级软件应用包包括各种复杂的称重应用，包括评估。这包括用于密度测定、百分比称量计数、回称、残留污物分析、点火残留物、滤膜称量、检重称量、配方、平均等的应用程序其中包括用于密度测定、百分比称量、计数、回称、残留污物分析、点火残留物、滤膜称量、检重称量、配方、平均等的应用程序。



QP3 实用软件包

实用软件包包括称重应用程序和功能扩展，如更改开机画面、配色方案、自定义公式、纤维粗度、直径测定、空气浮力校正、纸张重量、统计数据和打印 QR 或条形码。



QP4 连接软件包

连接软件包包括用于数据交换的应用程序，例如 Windows 文件服务器、FTPS 等。



QP99

全能软件包包括 4 个不同的子包：合规性 [制药 (QP1)]、复杂的称重应用程序 [高级 (QP2)]、称重应用程序和实用工具 [实用 (QP3)] 以及数据通讯 [连接 (QP4)]



称量的最小样品量提醒



先进的合规性 - 全程可追溯性

Cubis® II 天平可选配制药软件包，以符合通用法规的规定。满足长期数据存储要求的合规性，可通过额外的程序或系统来实现。

- | Audit trail | | | | |
|-------------|----------------|---------------|------------|-----------------------|
| 2019-08-27 | 11:09:13 (UTC) | Administrator | Successful | GetMailboxPermissions |
| 2019-08-27 | 11:05:47 (UTC) | Administrator | Successful | GetMailboxPermissions |
| 2019-08-27 | 11:04:58 (UTC) | Administrator | Successful | GetMailboxPermissions |
| 2019-08-27 | 10:20:41 (UTC) | Administrator | Successful | GetMailboxPermissions |
| 2019-08-27 | 10:09:49 (UTC) | Administrator | Successful | GetMailboxPermissions |
| 2019-08-27 | 10:08:02 (UTC) | Administrator | Successful | GetMailboxPermissions |

-

- [illegible]

- | NTP configuration | |
|----------------------|----------------|
| NTP operating status | Enabled |
| Server IP | 172.17.0.14:38 |

- Electronic signature

Sign name?

-

Cubis[®] II 实验室天平

技术参数

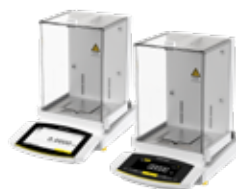
超微量 & 微量 & 半微量天平（千万分之一 & 百万分之一 & 十万分之一天平）

型号	可读性	量程	称盘 (W×D)	典型稳定 时间	在 5% 负载下的 重复性(典型值)	线性偏差 (允差)	偏载误差 (检验 载重) (典型值)	最小称样量 ** (优化值 典型值)
	[mg]	[g]	[mm]	[s]	[±mg]	[±mg]	[mg]*(g, 测试砝码)	[mg]**
2.7S-2CCN	0.0001	2.1	Φ20	7	0.00015	0.0009	0.0005 (1)	0.082 0.3
10.6S-2CCN	0.001	10.1	Φ30	5	0.0005	0.004	0.003 (5)	0.82 0.82
6.6S-2CCN	0.001	6.1	Φ30	5	0.0005	0.004	0.003 (2)	0.82 0.82
3.6P-2CCN	0.001 0.002 0.005	1.1 2.1 3.1	Φ30	5	0.0005	0.004	0.003 (1)	0.82 0.82
125P-2CCN	0.01 0.1	60 120	85x85	2	0.0065	0.15	0.1 (50)	8.2 13.0
125S-2CCN	0.01	120	85x85	2	0.0065	0.1	0.1 (50)	8.2 13.0



分析天平（万分之一天平）

型号	可读性	量程	称盘 (W×D)	典型稳定 时间	在 5% 负载下的 重复性(典型值)	线性偏差 (允差)	偏载误差 (检验 载重) (典型值)	最小称样量 ** (优化值 典型值)
	[mg]	[g]	[mm]	[s]	[±mg]	[±mg]	[mg]*(g, 测试砝码)	[mg]**
524S-2CCN	0.1	520	85x85	1	0.04	0.4	0.2 (200)	82 82
524P-2CCN	0.1 0.2 0.5	120 240 520	85x85	1	0.04	0.5	0.2 (200)	82 82
324S-2CCN	0.1	320	85x85	1	0.04	0.3	0.2 (200)	82 82
324P-2CCN	0.1 0.2 0.5	80 160 320	85x85	1	0.04	0.5	0.2 (200)	82 82
224S-2CCN	0.1	220	85x85	1	0.05	0.2	0.12 (100)	82 100
124S-2CCN	0.1	120	85x85	1	0.05	0.2	0.12 (50)	82 100



毫克天平（千分之一天平）

型号	可读性	量程	称盘 (W×D)	典型稳定 时间	在 5% 负载下的 重复性(典型值)	线性偏差 (允差)	偏载误差 (检验 载重) (典型值)	最小称样量 ** (优化值 典型值)
	[mg]	[g]	[mm]	[s]	[±mg]	[±mg]	[mg]*(g, 测试砝码)	[mg]**
5203S-2CCN	1	5200	140x140	1	0.6	5	1 (2000)	820 1200
5203P-2CCN	1 2 5	1,200 2,400 5,200	140x140	1	0.6	5	1 (2000)	820 1200
3203S-2CCN	1	3,200	140x140	1	0.6	5	1 (1000)	820 1200
2203S-2CCN	1	2,200	140x140	1	0.5	3	1 (1000)	820 1000
2203P-2CCN	1 10	1,010 2,200	140x140	1	0.5	5	2 (1000)	820 1000
1203S-2CCN	1	1,200	140x140	1	0.5	2	1 (500)	820 1000
623S-2CCN	1	620	140x140	0.8	0.4	2	1 (200)	820 820
623P-2CCN	1 2 5	150 300 620	140x140	0.8	0.4	5	3 (200)	820 820
323S-2CCN	1	320	140x140	0.8	0.4	2	1 (200)	820 820



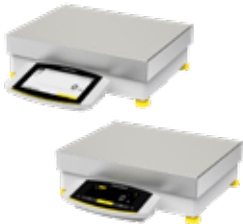
精密天平

型号	可读性	量程	称盘 (W×D)	典型稳定 时间	在 5% 负载下的 重复性(典型值)	线性偏差 (允差)	偏载误差 (检验 载重) (典型值)	最小称样量 ** (优化值 典型值)
	[mg]	[g]	[mm]	[s]	[±mg]	[±mg]	[mg]*(g, 测试砝码)	[mg]**
14202S-2CCN	10	14,200	206x206	0.8	5	30	10 (5000)	8200 8200
14202P-2CCN	10 20 50	3,500 7,000 14,200	206x206	0.8	5	50	10 (5000)	8200 8200
10202S-2CCN	10	10,200	206x206	0.8	5	20	10 (5000)	8200 8200
8202S-2CCN	10	8,200	206x206	1	4	20	10 (5000)	8200 8200
6202S-2CCN	10	6,200	206x206	1	4	20	10 (2000)	8200 8200
6202P-2CCN	10 20 50	1,500 3,000 6,200	206x206	1	4	50	30 (2000)	8200 8200
5202S-2CCN	10	5,200	140x140	0.8	2	10	5 (2000)	8200 8200
4202S-2CCN	10	4,200	206x206	1	4	20	10 (2000)	8200 8200
2202S-2CCN	10	2,200	206x206	0.8	4	20	10 (1000)	8200 8200
1202S-2CCN	10	1,200	206x206	0.8	4	20	10 (500)	8200 8200
12201S-2CCN	100	12,200	206x206	0.8	20	100	100 (5000)	82000 82000
8201S-2CCN	100	8,200	206x206	0.8	20	100	100 (5000)	82000 82000
5201S-2CCN	100	5,200	206x206	0.8	20	100	100 (2000)	82000 82000



大量程天平

型号	可读性	量程	称盘 (W×D)	典型稳定 时间	在 5% 负载下的 重复性(典型值)	线性偏差 (允差)	偏载误差 (检验 载重) (典型值)	最小称样量 ** (优化值 典型值)
	[mg]	[g]	[mm]	[s]	[±mg]	[±mg]	[mg]*(g, 测试砝码)	[mg]**
70201S-2CCN	100	70,200	400x300	1.5	40	500	300 (20000)	82000 82000
50201S-2CCN	100	50,200	400x300	1.5	40	500	300 (20000)	82000 82000
36201S-2CCN	100	36,200	400x300	1.5	20	200	200 (10000)	82000 82000
36201P-2CCN	100 1000	10,200 36,200	400x300	1.5	20	200	200 (10000)	82000 82000
20201S-2CCN	100	20,200	400x300	1.5	20	200	200 (5000)	82000 82000
11201S-2CCN	100	11,200	400x300 Φ233	1.5	20	200	200 (5000)	82000 82000
70200S-2CCN	1000	70,200	400x300	1	200	1000	600 (20000)	820000 820000
36200S-2CCN	1000	36,200	400x300	1	200	1000	600 (20000)	820000 820000



* 依据 OIML R76
** 依据 USP (美国药典) 第 41 章, 最佳操作范围自 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® II 实验室天平

部分可选附件

描述	货号 *
38mm 心脏支架的钛制秤盘，适用于微量和超微量天平	VF4742
2ml 离心管的钛制支架，适用于微量和超微量天平	YSH13
2ml 离心管的钛制支架，适用于半微量和分析天平	YSH15
5ml 离心管的钛制支架，适用于半微量和分析天平	YSH19
40ml 以内烧瓶的钛制支架，适用于半微量和分析天平	YSH23
钛制称量舟，适用于半微量和分析天平	YSH26
直径 130mm 的滤膜支架，不锈钢，适用于半微量和分析天平	YWP04MS
不锈钢网格秤盘，适用于精度为 10mg 和 100mg 的天平	YWP07MS
直径 150mm 的滤膜秤盘，钛金属，适用于半微量和分析天平	YSH30
直径 50mm 的滤膜秤盘，钛金属，适用于微量和超微量滤膜天平	YSH34
直径 75mm 的滤膜秤盘，钛金属，适用于微量和超微量滤膜天平	YSH35
直径 90mm 的滤膜秤盘，钛金属，适用于微量和超微量滤膜天平	YSH36
圆底容器瓶支架，钛金属，适用于半微量和分析天平	YSH37
微量进样针支架，钛金属，适用于半微量和分析天平	YSH46

* Cubis II 超高分辨率（UHR）系列适用的样品支架型号与 Cubis II 系列不同，请联系赛多利斯销售代表了解更多信息



描述	货号
热转印打印机，纸质结果可长时间保存	YDP30
带网络接口的热转印打印机，通过网络信号接收配件 YWLAN01MS 和路由器 YWLAN02MS，可无线将数据传输到打印机上	YDP30-NET
打印纸（90m）和色带	69Y03285
自粘打印纸（90m）和色带	69Y03286
热敏打印纸（24m），5 卷	69Y03287
自粘热敏打印纸（24m），5 卷	69Y03288
手势感应器，可同时设置 4 个手势指令	YHS02MS
移液器校准套件，适用于半微量和分析天平	YCP04MS
移液器校准套件，适用于微量和超微量天平	VF988
移液器校准套件，适用于 Cubis® II 超高分辨率系列微量和半微量天平	YCP07MC
密度测量套件，用于固体和液体，适用于可读性 1mg 的天平	YDK04MS
密度测量套件，用于固体和液体，适用于半微量和分析天平	YDK03MS
U 型静电消除器	YIB02-230V
除静电笔	YSTP01
离子风机	YIB010-ODR
铝制称量舟（250 个），重 4.5mg，适用于微量和超微量天平	6565-250
铝制称量舟（50 个），重 52mg，适用于微量和超微量天平	6566-50

Quintix[®] Pro 实验室天平

重塑标准天平的定义

真正通用的实验室天平

易用性

Quintix[®] Pro 通过以下新的高级功能增强用户体验：

- 提供 **7 英寸高分辨率全触摸图形显示屏**和升级的现代用户界面，可轻松访问菜单选项；
- 通过**实时水平控制 (LevelControl)**和**全自动调水平**，简化工作流程并保障称重结果实时准确；
- **isoCAL 全自动内校 (校正)**：从一开始就消除了环境温度对称重结果精度的影响，并通过自定义 isoCAL 的时间间隔，确保符合标准操作程序 (SOP)；
- **内部设置日志功能**：可记录所有校准和调水平的过程，以及天平和称重设置的任何更改，并创建一个带日期和时间戳的可追溯日志文件，从而改善质量，保证过程；
- 可根据具体安全要求，**定制的自动监测系统**：利用该系统，可设置各种安全等级设置，实现安全的数据传输，不管选择哪个级别的安全等级，Quintix[®] Pro 都能确保只处理准确的数据；
- **改进的环境条件自适应 (AFA) 功能**：无论所处环境是否稳定，只需单击一下，Quintix[®] Pro 都可用轻松适应特定的环境条件，保障快速且准确的称重数据；
- 快速访问常见帮助主题的**集成电子操作说明书**；
- **无缝连接功能**包括接口选项、快捷数据传输和符合 GLP|GMP 的打印输出。

灵活性

Quintix[®] Pro 天平可灵活应用于广泛的环境和应用：

- 支持**自定义不同级别的用户管理访问**，可为每个用户分配**单独角色**，并提供**密码保护**，从而对称重过程提供全面控制和保护；
- 可用于 **A 级和 B 级洁净室以及特殊环境**，如真空、氩气和氮气；
- 智能设计和由 **PBT、玻璃和不锈钢**支持的耐化学性表面，支持常规清洁方案；
- 提供用于常见称重任务的 **15 个集成的应用程序**，包括称重 | 配料、质量单位换算、计数、百分比称重、计算、混合、成分、密度测定、统计、检查称重、动物称重、峰值保持、移液器智能检查、差动称量、下吊钩称重。



Quintix[®] Pro 实验室天平

重塑标准天平的定义

可持续性

从工厂到应用现场产生的环境影响更小：

- 生成过程采用**可再生能源**，并使用**环保型包装材料**；
- **操作节能**，提供待机或关机模式；
- **自动调光功能**，在天平不使用时降低显示屏亮度，以实现节能；
- 用户自定义的**自动启动定时器功能**，可及时为天平通电，以方便日常使用；
- 电子操作说明书可最大限度地**减少纸张消耗**，同时**允许快速访问信息**；
- **面向未来的通讯和数据传输**：Quintix[®] Pro 可支持通过三个 USB C 型接口、RS232 9 针接口和一个以太网接口与外部设备进行多重连接；并通过**即插即用技术和 PC 直连功能**，将称重数据或校准报告传输到 U 盘或直接传输到数据库；
- **内置样品标识功能**：Quintix[®] Pro 输入样品的 ID、批次 ID 或项目 ID 等信息，从而轻松生成准确可靠的样品记录。



Quintix[®] Pro 实验室天平

技术参数

分析天平

型号	调平功能	称重能力	可读性	重复性负载为 5% 量程时的典型值	重复性满量程典型值	线性偏差典型值	稳定时间典型值	称重盘尺寸	称量室高度	尺寸 (宽 X 深 x 高)
		[g]	[mg]	[mg]	[mg]	[±mg]	[s]	[mm]	* [mm]	[mm]
QTX324IRU-1x	手动	320	0.1	0.08	0.1	0.06	≤ 1.5	Φ90	240	220 x 377 x 346
QTX324IMU-1x	电动									
QTX224IRU-1x	手动	220	0.1	0.08	0.1	0.06	≤ 1.5	Φ90	240	220 x 377 x 346
QTX224IMU-1x	电动									
QTX124IRU-1x	手动	120	0.1	0.08	0.1	0.06	≤ 1.5	Φ90	240	220 x 377 x 346
QTX124IMU-1x	电动									



毫克天平

型号	调平功能	称重能力	可读性	重复性负载为 5% 量程时的典型值	重复性满量程典型值	线性偏差典型值	稳定时间典型值	称重盘尺寸	称量室高度	尺寸 (宽 X 深 x 高)
		[g]	[mg]	[mg]	[mg]	[±mg]	[s]	[mm]	* [mm]	[mm]
QTX1503IRU-1x	手动	1500	1	0.5	1	0.6	≤ 1	Φ120	240	220 x 377 x 346
QTX1503IMU-1x	电动									
QTX1203IRU-1x	手动	1200	1	0.5	1	0.6	≤ 1	Φ120	240	220 x 377 x 346
QTX1203IMU-1x	电动									
QTX623IRU-1x	手动	620	1	0.5	1	0.6	≤ 1	Φ120	240	220 x 377 x 346
QTX623IMU-1x	电动									
QTX423IRU-1x	手动	420	1	0.5	1	0.6	≤ 1	Φ120	240	220 x 377 x 346
QTX423IMU-1x	电动									
QTX323IRU-1x	手动	320	1	0.5	1	0.6	≤ 1	Φ120	240	220 x 377 x 346
QTX323IMU-1x	电动									

* 称重盘的上边缘至上防风罩面板的的下边缘
 ** x = 某些国家特定型号的术语, OCN = 适应于中国型批的天平



精密天平

型号	调平 功能	称重 能力	可读性	重复性负载 为 5% 量程 时的典型值	重复性 满量程 典型值	线性偏差 典型值	稳定时间 典型值	称重盘 尺寸	称量室 高度	尺寸 (宽 X 深 x 高)
		[g]	[mg]	[mg]	[mg]	[±mg]	[s]	[mm]	* [mm]	[mm]
QTX6202IRO-1x	手动	6200	10	5	10	6	≤ 0.9	182 x 182	无需防风罩	215 x 377 x 95
QTX6202IMO-1x	电动									
QTX4202IRO-1x	手动	4200	10	5	10	6	≤ 0.9	182 x 182	无需防风罩	215 x 377 x 95
QTX4202IMO-1x	电动									
QTX3202IRO-1x	手动	3200	10	5	10	6	≤ 0.9	182 x 182	无需防风罩	215 x 377 x 95
QTX3202IMO-1x	电动									
QTX2202IRO-1x	手动	2200	10	5	10	6	≤ 0.9	182 x 182	无需防风罩	215 x 377 x 95
QTX2202IMO-1x	电动									
QTX1202IRO-1x	手动	1200	10	5	10	6	≤ 0.9	182 x 182	无需防风罩	215 x 377 x 95
QTX1202IMO-1x	电动									
QTX12201IRO-1x	手动	12200	100	50	100	60	≤ 0.9	182 x 182	无需防风罩	215 x 377 x 95
QTX12201IMO-1x	电动									
QTX10201IRO-1x	手动	10200	100	50	100	60	≤ 0.9	182 x 182	无需防风罩	215 x 377 x 95
QTX10201IMO-1x	电动									
QTX8201IRO-1x	手动	8200	100	50	100	60	≤ 0.9	182 x 182	无需防风罩	215 x 377 x 95
QTX8201IMO-1x	电动									
QTX6201IRO-1x	手动	6200	100	50	50	60	≤ 0.9	182 x 182	无需防风罩	215 x 377 x 95
QTX6201IMO-1x	电动									
QTX3201IRO-1x	手动	3200	100	50	50	60	≤ 0.9	182 x 182	无需防风罩	215 x 377 x 95
QTX3201IMO-1x	电动									

* 称重盘的上边缘至上防风罩面板的的下边缘
** x = 某些国家特定型号的术语, OCN = 适应于中国型批的天平



Quintix[®] Pro 实验室天平

配件

该表格包含可订购配件的摘要。欲获得更多产品信息请联系赛多利斯公司。

天平配件

条目	数量	订单号
显示屏保护膜（每套 5 个）	1	YDC40
带分析式防风罩的天平的防尘罩	1	6960SE06
带长方形称重盘的天平的防尘罩	1	6960SE07
带分析式防风罩天平的防护罩（1 件）	1	6960SE08
带分析式防风罩天平的防护罩（5 件）	1	6960SE08-5
带长方形称重盘的天平的防护罩（1 件）	1	6960SE09
带长方形称重盘的天平的防护罩（5 件）	1	6960SE09-5
90mm 称重盘和防风罩底板防护罩套装（5 件）	1	YIC02-A
120mm 称重盘和防风罩底板防护罩套装（5 件）	1	YIC02-M
182 x 182 mm 称重盘防护罩套装（5 件）	1	YIC02-P
可读性为 1mg 天平的圆形玻璃防风罩	1	YDS02QTX
密度测量套件		
用于可读性为 0.1 mg 1 mg 的天平的固体和液体密度测定套件	1	YDK03
用于可读性 ≥10 mg 的天平的固体和液体密度测定套件	1	YDK04QTX
Demo 运输转运箱	1	YDB01QTX
“肯辛顿锁”防盗设备	1	YKL01
脚踏按钮 脚踏开关	1	YFS04
第二显示器 远程显示器	1	YSD01
电压转换器电缆（5V 至 15 V）	1	YCC-5V-15V
称重台		
由木材制成，含天然石材	1	YWT09
由天然石材制成，带有减震器	1	YWT03
由天然石材制成的壁架	1	YWT04

Secura[®] 和 Quintix[®] 高性能的半微量天平

同类中的佼佼者

赛多利斯 Secura[®] 和 Quintix[®] 半微量天平不仅具有卓越的称重性能，我们还提供六种不同的型号以供选择。这些高性价比的半微量天平，其优秀更在于强大的产品质量标准的支撑 – “德国品质”。

Secura[®] 半微量天平（十万分之一天平）：

- **新一代超级单体传感器**，确保称重性能；
- **带除静电涂层技术**的新型称量底板和整个防风罩系统，可有效消除静电影响；
- **智能温控背板**：防风罩背板带有温度控制系统，保证其在半微量领域具有不可超越的重复性和线性；
- **易于清洁的设计**：可完全拆卸的防风罩和称重室底板，确保最大限度地清洁效果；
- **启动助手功能**和**智能触摸**用户界面，简化实验室称重流程；
- **一键触摸式技术**，可轻松打开防风罩地侧门，方便加样；
- **紧凑的外形和集成的电路**：与同类产品相比最高可**节省 36% 的空间**；
- **LevelControl 实时水平监控**，实时图形引导天平调水平流程；
- **带密码保护的用户权限分级**，防止菜单设置或数据被篡改；
- **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。

Quintix[®] 半微量天平（十万分之一天平）：

- **新一代超级单体传感器**，确保称重性能；
- **带除静电涂层技术**的新型称量底板和整个防风罩系统，可有效消除静电影响；
- **智能温控背板**：防风罩背板带有温度控制系统，保证其在半微量领域具有不可超越的重复性和线性；
- **易于清洁的设计**：可完全拆卸的防风罩和称重室底板，确保最大限度地清洁效果；
- **启动助手功能**和**智能触摸**用户界面，简化实验室称重流程；
- **一键触摸式技术**，可轻松打开防风罩地侧门，方便加样；
- **紧凑的外形和集成的电路**：与同类产品相比最高可**节省 36% 的空间**；
- **校准审计追踪功能（CAL Audit Trail）**：自动存储 30 天内所有校准数据，数据可溯源；
- **管理员锁**：菜单锁定功能，防止误操作。



Secura[®] 和 Quintix[®] 高性能的半微量天平

种类丰富的称重应用程序

称重

峰值保持

混合

检重

组份

计数

统计数据

百分比

换算

不稳定条件

密度

技术参数

Secura[®] 微量天平（百万分之二天平）

型号	称重能力	可读性	称重盘尺寸	重复性 (典型值)	线性偏差	最小称样量 (优化值)
	[g]	[mg]	[mm]	[mg]	[mg]	* [mg]
26-1x ¹⁾	21	0.002	Φ50	0.003	0.01	1.64



Secura[®] 半微量天平（十万分之一天平）

型号	称重能力	可读性	称重盘尺寸	重复性 (典型值)	线性偏差	最小称样量 (优化值)
	[g]	[mg]	[mm]	[mg]	[mg]	* [mg]
225D-1x ¹⁾	120 220	0.01 0.1	Φ80	0.02 0.07	0.06	8.2
125-1x ¹⁾	120	0.01	Φ80	0.02	0.06	8.2



Quintix[®] 半微量天平（十万分之一天平）

型号	称重能力	可读性	称重盘尺寸	重复性 (典型值)	线性偏差	最小称样量 (优化值)
	[g]	[mg]	[mm]	[mg]	[mg]	* [mg]
125D-1x ¹⁾	60 120	0.01 0.1	Φ80	0.02 0.07	0.06	8.2
65-1x ¹⁾	60	0.01	Φ80	0.02	0.06	8.2
35-1x ¹⁾	30	0.01	Φ80	0.02	0.06	8.2



¹⁾ 特定国家型号版本适用名称的占位符
x=CN: 具有中国型批的天平
x=CEU: 具有欧盟和中国型批证书的经过合格性评估的天平

* 依据 USP (美国药典) 第 41 章, 最佳操作范围自 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

Entris[®] II BCA 实验室天平

满足基本称重与合规要求的上佳之选

- 超级单体传感器，确保快速准确的称重；
- 图形彩色中文触摸屏，滑屏操作，读数方便；
- isoCAL 温度和时间触发的全自动内校（校正）功能，确保获得准确的称量结果；
- 内置电子水平传感器，实时监测水平状况，未调平时报警提醒，并提供交互式调整指南；
- 具有数据安全保护功能，当检测到以下不确定称重结果时，报警并不打印或输出有效数据：称重结果低于 USP 最小称量限制、天平不水平、天平未校准；
- 校准审计追踪 (CalAuditTrail)，自动记录校准和调平过程，并带有日期和时间戳；
- 重复性测试功能；
- 用户管理功能，三级权限管理，最多可设置 10 个用户；
- 密码保护，防止意外更改天平设置；
- 采用了耐磨的聚对苯二甲酸丁二酯 (PBT) 外壳，化学耐受性强；
- 防风罩玻璃采用特殊涂层，尽可能地减小样品带静电引起的称量误差；
- 自动检测并图形显示打印机、PC 等外设是否连接正常；
- PC 直连功能，轻松连接到 PC，以便将称量数据直接传输到电子表格或者文本如 Microsoft[®] Excel 或 Word 等格式的文档中；
- 四级防震，只需点击屏幕图标，一键选择防震等级，轻松适应环境条件；
- 内置多种应用程序：称量 | 填料、计数、称量百分比、混合 | 净重总重、组分 | 总重、动物称量、计算 | 自由因子、密度测定、统计、峰值保持、检重、质量单位转换等；
- 内置智能移液器校准功能；
- 可完全拆卸的防风罩，便于清洁；
- 可设置下一次维护时间，确保天平有效的运行；
- 2 个 USB、1 个 RS232 接口，可连接打印机、PC、第二显示器、扫描枪等外设，可传输数据到 U 盘；
- ID 设置，可以为设备、样品和批次分配 ID 号；
- 称量室高度 240mm，便于较大容器及样品的称量；
- 内置包括中文、英文的 13 种语言；
- 下部吊钩称量；



Entris[®] II BCA 实验室天平

技术参数

分析天平

型号	称重能力	可读性	重复性 负载为 5% 量程时的 典型值	重复性 满量程 典型值	线性偏差 典型值	稳定时间 典型值	称重盘尺寸	称量室高度	尺寸 (宽 X 深 x 高)
	[g]	[mg]	[mg]	[mg]	[±mg]	[s]	[mm]	[mm]	[mm]
BCA64i-1OCN	60	0,1	0.08	0.1	0.06	≤1,5	Ø 90	240	219×317×345
BCA124i-1OCN	120	0,1	0.08	0.1	0.06	≤1,5	Ø 90	240	219×317×345
BCA224i-1OCN	220	0,1	0.08	0.1	0.06	≤1,5	Ø 90	240	219×317×345
BCA324i-1OCN	320	0,1	0.08	0.1	0.06	≤1,5	Ø 90	240	219×317×345

毫克天平

型号	称重能力	可读性	重复性 负载为 5% 量程时的 典型值	重复性 满量程 典型值	线性偏差 典型值	稳定时间 典型值	称重盘尺寸	称量室高度	尺寸 (宽 X 深 x 高)
	[g]	[mg]	[mg]	[mg]	[±mg]	[s]	[mm]	[mm]	[mm]
BCA223i-1OCN	220	1	0.5	1	0.6	≤1,0	Ø 120	240	219×317×345
BCA323i-1OCN	320	1	0.5	1	0.6	≤1,0	Ø 120	240	219×317×345
BCA423i-1OCN	420	1	0.5	1	0.6	≤1,0	Ø 120	240	219×317×345
BCA623i-1OCN	620	1	0.5	1	0.6	≤1,0	Ø 120	240	219×317×345
BCA1203i-1OCN	1.200	1	0.5	1	0.6	≤1,0	Ø 120	240	219×317×345

精密天平

型号	称重能力	可读性	重复性 负载为 5% 量程时的 典型值	重复性 满量程 典型值	线性偏差 典型值	稳定时间 典型值	称重盘尺寸	称量室高度	尺寸 (宽 X 深 x 高)
	[g]	[mg]	[mg]	[mg]	[±mg]	[s]	[mm]	[mm]	[mm]
BCA822i-1OCN	820	10	5	10	6	≤0,9	182×182		219×317×94
BCA1202i-1OCN	1.200	10	5	10	6	≤0,9	182×182		219×317×94
BCA2202i-1OCN	2.200	10	5	10	6	≤0,9	182×182		219×317×94
BCA3202i-1OCN	3.200	10	5	10	6	≤0,9	182×182		219×317×94
BCA4202i-1OCN	4.200	10	5	10	6	≤0,9	182×182		219×317×94
BCA6202i-1OCN	6.200	10	5	10	6	≤0,9	182×182		219×317×94
BCA2201i-1OCN	2.200	100	50	100	60	≤0,9	182×182		219×317×94
BCA5201i-1OCN	5.200	100	50	100	60	≤0,9	182×182		219×317×94
BCA8201i-1OCN	8.200	100	50	100	60	≤0,9	182×182		219×317×94
BCA10201i-1OCN	10.200	100	50	100	60	≤0,9	182×182		219×317×94
BCA12201i-1OCN	12.200	100	50	100	60	≤0,9	182×182		219×317×94

* 称盘的上边缘至上防风罩面板的下边缘

Entris® II BCE 实验室天平

完成基本称重任务的杰出之选

- 超级单体传感器，确保快速准确的称重；
- LED 触摸屏，操作容易，读数方便；
- isoCAL 温度和时间触发的全自动内校（校正）功能，确保获得准确的称量结果；
- 自动检测并通知校准结果是否超出正常范围，确保操作符合（SOP）要求；
- 配备自测试 “@ start” 功能，保证可靠性；
- 采用了耐磨的聚对苯二甲酸丁二酯（PBT）外壳，化学耐受性强；
- 防风罩玻璃带有特殊涂层，尽可能地减小样品带静电引起的称量误差；
- 自动检测并图形显示打印机、PC 等外设是否连接正常；
- PC 直连功能，轻松连接到 PC，以便将称量数据直接传输到电子表格或者文本如 Microsoft® excel 或 Word 等格式的文档中；

- 只需点击屏幕图标，一键选择防震等级，轻松适应环境条件；
- 内置 12 种应用程序：称量 | 填料、计数、称量百分比、混合 | 净重总重、组分 | 总重、动物称量、计算 | 自由因子、密度测定、统计、峰值保持、检重、质量单位转换等；
- 可完全拆卸的防风罩，便于清洁；
- USB 及 RS232 接口，可连接打印机、PC、第二显示器、扫描枪等外设；
- 密码保护，防止意外更改天平设置；
- ID 设置，可以为设备、样品和批次分配 ID 号；
- 称量室高度 240mm，便于较大容器及样品的称量；
- 重复性测试功能；
- 下部吊钩称量；



技术参数

半微量天平（十万分之一天平）

型号	称重能力	可读性	重复性 负载为 5% 量程时的 典型值	重复性 满量程 典型值	线性偏差 典型值	灵敏度漂移 (+10°C ~ +30°C)	稳定时间 典型值	称重盘 尺寸	称量室 高度	尺寸 (宽 X 深 x 高)
	[g]	[mg]	[mg]	[mg]	[±mg]	[±ppm/K]	[s]	[mm]	[mm]	[mm]
BCE95i-1x ¹⁾	95	0.01	0.015	0.02	0.05	1	≤4	Ø 80	240	219×341×357
BCE95Pi-1x ¹⁾	65 95	0.01 0.1	0.015	0.02	0.05 0.1	1	≤ 4.0 ≤1.5	Ø 80	240	219×341×357
BCE55i-1x ¹⁾	55	0.01	0.015	0.02	0.05	1	≤4.0	Ø 80	240	219×341×357
BCE55Pi-1x ¹⁾	30 55	0.01 0.1	0.015	0.02	0.05 0.1	1	≤ 4.0 ≤1.5	Ø 80	240	219×341×357

分析天平

型号	称重能力	可读性	重复性 负载为 5% 量程时的 典型值	重复性 满量程 典型值	线性偏差 典型值	稳定时间 典型值	称重盘尺寸	称量室高度	尺寸 (宽 X 深 x 高)
	[g]	[mg]	[mg]	[mg]	[±mg]	[s]	[mm]	[mm]	[mm]
BCE64i-1CCN	60	0.1	0.08	0.1	0.06	≤1.5	Ø 90	240	219×317×345
BCE64-1CCN	60	0.1	0.08	0.1	0.06	≤1.5	Ø 90	240	219×317×345
BCE124i-1CCN	120	0.1	0.08	0.1	0.06	≤1.5	Ø 90	240	219×317×345
BCE124-1CCN	120	0.1	0.08	0.1	0.06	≤1.5	Ø 90	240	219×317×345
BCE224i-1CCN	220	0.1	0.08	0.1	0.06	≤1.5	Ø 90	240	219×317×345
BCE224-1CCN	220	0.1	0.08	0.1	0.06	≤1.5	Ø 90	240	219×317×345

技术参数

精密天平

型号	称重能力	可读性	重复性 负载为 5% 量程时的 典型值	重复性 满量程 典型值	线性偏差 典型值	稳定时间 典型值	称重盘尺寸	称量室高度	尺寸 (宽 X 深 x 高)
	[g]	[mg]	[mg]	[mg]	[±mg]	[s]	[mm]	[mm]	[mm]
BCE622i-ICCN	620	10	5	10	6	≤0.9	182×182		219×317×94
BCE622-ICCN	620	10	5	10	6	≤0.9	182×182		219×317×94
BCE822i-ICCN	820	10	5	10	6	≤0.9	182×182		219×317×94
BCE822-ICCN	820	10	5	10	6	≤0.9	182×182		219×317×94
BCE1202i-ICCN	1,200	10	5	10	6	≤0.9	182×182		219×317×94
BCE1202-ICCN	1,200	10	5	10	6	≤0.9	182×182		219×317×94
BCE2202i-ICCN	2,200	10	5	10	6	≤0.9	182×182		219×317×94
BCE2202-ICCN	2,200	10	5	10	6	≤0.9	182×182		219×317×94
BCE3202i-ICCN	3,200	10	5	10	6	≤0.9	182×182		219×317×94
BCE3202-ICCN	3,200	10	5	10	6	≤0.9	182×182		219×317×94
BCE4202i-ICCN	4,200	10	5	10	6	≤0.9	182×182		219×317×94
BCE4202-ICCN	4,200	10	5	10	6	≤0.9	182×182		219×317×94
BCE6202i-ICCN	6,200	10	5	10	6	≤0.9	182×182		219×317×94
BCE6202-ICCN	6,200	10	5	10	6	≤0.9	182×182		219×317×94
BCE2201i-ICCN	2,200	100	50	100	60	≤0.9	182×182		219×317×94
BCE2201-ICCN	2,200	100	50	100	60	≤0.9	182×182		219×317×94
BCE5201i-ICCN	5,200	100	50	100	60	≤0.9	182×182		219×317×94
BCE5201-ICCN	5,200	100	50	100	60	≤0.9	182×182		219×317×94
BCE8201i-ICCN	8,200	100	50	100	60	≤0.9	182×182		219×317×94
BCE8201-ICCN	8,200	100	50	100	60	≤0.9	182×182		219×317×94
BCE6200i-ICCN	6,200	1,000	500	1,000	600	≤0.9	182×182		219×317×94
BCE6200-ICCN	6,200	1,000	500	1,000	600	≤0.9	182×182		219×317×94
BCE8200i-ICCN	8,200	1,000	500	1,000	600	≤0.9	182×182		219×317×94
BCE8200-ICCN	8,200	1,000	500	1,000	600	≤0.9	182×182		219×317×94

毫克天平

型号	称重能力	可读性	重复性 负载为 5% 量程时的 典型值	重复性 满量程 典型值	线性偏差 典型值	稳定时间 典型值	称重盘尺寸	称量室高度	尺寸 (宽 X 深 x 高)
	[g]	[mg]	[mg]	[mg]	[±mg]	[s]	[mm]	[mm]	[mm]
BCE223i-ICCN	220	1	0.5	1	0.6	≤1.0	Ø 120	240	219×317×345
BCE223-ICCN	220	1	0.5	1	0.6	≤1.0	Ø 120	240	219×317×345
BCE323i-ICCN	320	1	0.5	1	0.6	≤1.0	Ø 120	240	219×317×345
BCE323-ICCN	320	1	0.5	1	0.6	≤1.0	Ø 120	240	219×317×345
BCE423i-ICCN	420	1	0.5	1	0.6	≤1.0	Ø 120	240	219×317×345
BCE423-ICCN	420	1	0.5	1	0.6	≤1.0	Ø 120	240	219×317×345
BCE623i-ICCN	620	1	0.5	1	0.6	≤1.0	Ø 120	240	219×317×345
BCE623-ICCN	620	1	0.5	1	0.6	≤1.0	Ø 120	240	219×317×345
BCE653i-ICCN	650	1	0.5	1	0.6	≤1.0	Ø 120	50	219×317×345
BCE653-ICCN	650	1	0.5	1	0.6	≤1.0	Ø 120	50	219×317×345

i 为内校天平
⁰ 特定国家的型号标记:
x = CEU: 具有欧盟检验证书的, 无特定国家标记的经过合格性评估的天平
x = CCN: 带有中国批准标记的天平

配件

使用我们多种配件扩展实验室天平的性能：



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。



YDP50

点阵式打印机，用于 GxP 打印输出至标准打印纸，连接至 USB 端口或 RS232 端口。



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



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。



YDS01SQP

天平防风罩，适用于可读性为 10mg 的天平（不提供天平）。



YDS02SQP

圆形玻璃防风罩，适用于可读性为 1mg 的天平（不提供天平）。

附加配件

69Y03285	标准用纸和适用于 YDP30 实验室打印机的色带套装
69Y03286	自粘合用纸和适用于 YDP30 实验室打印机的色带套装
69Y03287	适用于 YDP30 YDP40 实验室打印机的标准用纸
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
YCC04-D09	数据线, miniUSB USBA
YCC03-D09	数据线, miniUSB RS232,9 针
YCC03-D25	数据线, mini USB RS232,25 针
YDB-SECURA- 5	适用于 0.01mg 或 0.002 mg 天平的演示箱
YDB-SECURA	适用于 0.0001g 或 0.001g 天平的演示箱
YDB-SECURA-P	适用于 0.01g 天平的演示箱
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
6960SE04	适用于可读性为 0.01mg 或 0.002 mg 的天平的防尘罩
6960SE03	适用于可读性为 0.1mg 或 1mg 的天平的防尘罩
YIB01-OUR	离子吹风机, 用于消除样品容器和样品上的静电电荷
YSTP01	Stat-Pen 除静电笔, 用于中和样品和滤膜上的静电电荷
641214	铬镍钢称量舟, 90 mm X 32 mm X 8 mm
6565-250	铝质称量舟 4.5 mg (每包 250 个) 用于微量天平
6566-50	铝质称量舟 52 mg (每包 50 个) 用于微量天平
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
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

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)	37	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 水分, 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	1-99.9min	2-99.59min	2-99.59min	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;

PB-30 / PB-30L pH 计

- 彩色触摸屏显示
- 自动 / 手动温度补偿功能 (ATC/MTC)
- 三点校准, 自动识别三组校准缓冲液
- 定时校准提醒功能
- 自动保存校准电极数据
- 稳定标识符
- 样品 ID 设置
- 测量数据存储
- 用户密码保护
- 多接口数据输出存储
- GLP 打印
- 日志数据存储 *
- 可存储电极序列号, 确保 100% 的溯源 *
- 多层级用户管理功能 *

*: 仅 PB-30



电化学分析用电极

pH 复合电极

产品名称	pH 范围	电极体结构	内置温度传感器	应用领域	温度范围	订货号
PH 复合电极, PB30/30L 标配电极	0 - 14	三合一, 塑料壳体, KCl 可填充式, BNC, 1 米线缆	有	常规应用	0 °C - 80 °C	PY-P50
平头电极	0 - 13	二合一, 塑料壳体, 凝胶, BNC, 1 米线缆	没有	表面测量	0 °C - 80 °C	PY-P51
尖头电极	0 - 12	二合一, 玻璃壳体, 展胶, BNC, 1 米线缆	没有	水果、肉类等刺入测量	0 °C - 80 °C	PY-P52
微电极	0 - 14	二合一, 玻璃壳体, KCl 可填充式, BNC, 1 米线缆	没有	微型管内的液体测量	0 °C - 80 °C	PY-P53
HF(氟氨酸) 电极	0 - 12	二合一, 玻璃壳体, 凝胶, BNC, 1 米线缆	没有	训量含氟氨酸的液体的 PH 值	0 °C - 80 °C	PY-P54
ORP(氧化还原) 电板	0 - 12	二合一, 塑料壳体, 凝胶, BNC, 1 米线缆	没有	ORP 列 I 量	0 °C - 80 °C	PY-P55
PH 复合电极, 兼容 TRIS 溶液	0 - 14	三合一, 玻璃壳体, KCl 可填充式, BNC, 1 米线缆	有	常规制量及 TIRS 溶液测量	0 °C - 80 °C	PY-P56
PH 复合电极, PB10 标配电极	0 - 13	三合一, 塑料壳体, 凝胶 BNC, 1 米线缆	有	常规应用	0 °C - 80 °C	PY-ASI
耐腐蚀 PH 电板	0 - 14	二合一, 玻璃壳体, KCl 可填充式, BNC, 1 米线缆	没有	混浊、粘稠、胶状样品测量	0 °C - 80 °C	PY-PG
纯水电极	0 - 12	二合一, 玻璃壳体, KCl 可填充式, BNC, 1 米线缆	没有	测量低离子浓度液体的 PH 值, 如纯水	0 °C - 80 °C	PY-PW-A

温度补偿传感器

产品名称	电极体结构	温度范围	应用领域	订货号
温度电极	不锈钢体, NTC-IOK @ 25 °C	使用温度范围: -20 °C - 100 °C; 测量温度范围: -20 °C - 100 °C;	配合所有赛多利斯的二合一 PH 电极 (即没有内置温度传感器的电极) 使用, 用于温度测量和自动温度补偿。	PY-TO2

技术参数

特性	PB-30	PB-30L
pH 测量范围	-1.99 ~ 19.99	1.99 ~ 19.99
pH 可读性	0.01	0.01
pH 精度	±0.005	±0.005
mV 测量范围 (mV)	-1999.9 ~ 1999.9	-1999.9 ~ 1999.9
mV 可读性 (mV)	0.1	0.1
mV 精度 (mV)	±0.3 mV (0.05%, 如果 <-400 mV 或 >+400 mV)	±0.3 mV (0.05%, 如果 <-400 mV 或 >+400 mV)
温度范围 (°C)	-5.0 ~ 105.0	-5.0 ~ 105.0
可读性 (°C)	0.1	0.1
精度 (°C)	±0.2	±0.2
校准点	最多 3 种缓冲液	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	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
温度补偿 (ATC)	自动, 手动	自动, 手动
校准数据	自动存储, 30 组	自动存储, 10 组
测量数据	400 组	500 组
日志数据	50 组, 记录每一次的修改, PDF 输出	无
用户设置	5 个用户 包含 1 个管理员、3 个普通用户和一个访客 (仅能使用仪器)	无
密码保护	每个用户都可单独设置密码	可设置密码
电极接口	BNC	BNC
显示屏	彩色触摸屏, 中文界面	彩色触摸屏, 中文界面
通讯接口	RS232、USB-B 及 USB-A 3 个接口, 可连接打印机、PC、U 盘及扫描枪等外设, 数据可直接输入 Excel 表格	RS232、USB-B 2 个接口, 可连接打印机、PC 等外设, 数据可直接输入 Excel 表格

联系我们

更多联系信息，请访问

www.sartorius.com.cn

赛多利斯莱珀思（上海）贸易有限公司

邮箱 leadscn@sartorius.com

服务热线 400 920 9889 | 800 820 9889

