

Cubis[®] II

超高分辨率天平

全新性能基准

Simplifying Progress

SARTORIUS

介绍新型半微量和大量程微量天平

真实实验室条件下测量精度高、速度快

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、生物制药或化学工业等分析、研究、QC实验室或生产现场。这些行业大多面临严格的法规监管，需要满足整个称重范围内高精度和高重复性的天平。

Cubis® II 新型大量程微量天平与新型半微量天平是赛多利斯 Cubis® II 高端实验室天平系列的新成员。这款仪器旨在以高级别的准确度和精密度提供快速结果以及较低的最小样品量。得益于创新的工程解决方案，Cubis® II 新型大量程微量天平与半微量天平不易受环境影响，有利于加快称重工作流程，在日常实验室环境中保持优异的工作性能。新型产品采用适应性设计，提供购买后仪器软件和硬件升级选项。优质的硬件和软件升级服务为高级实验室天平的安全投资树立了新的标准。

您的获益

- 在整个称重范围内具有较低的最小样品量，尽可能地降低样品成本
- 以行业领先的测量时间保证更快获取结果
- 符合 21CFR 第 11 部分和欧盟附件 11 标准的要求，所有控件可直接在天平上使用
- 创新除静电技术可以完全消除样品静电，保障了快速的称量稳定时间
- 易拆卸，采用全新的清洁 App 应用程序，使清洁变得更加容易、更安全且可追踪
- 最小样品量低于 10 毫克、最大量程 220 克，或最小样品量低于 5 毫克、最大量程 111 克，节省了样品成本
- 有以下半微量天平可供您选择：
 - 可读性 10 微克，最大量程 220 克
 - 可读性 5 微克，最大量程 220 克
- 有以下大量程微量天平可供您选择：
 - 可读性 1 微克，最大量程 61 克
 - 可读性 2 微克，最大量程 111 克

经实验室验证的性能



真实实验室条件下保持卓越的称量性能

高分辨率仪器容易受到环境的影响。由于温度、气压、湿度或气流等环境条件的变化会造成不稳定的行为，导致测量时间过长。处理小粉末化合物时，经常会出现静电问题。这导致出现偏差值。这些装置的环境适应性有利于补偿或减轻这些影响。内置的智能补偿系统管理温度、湿度和气压的变化。强大的集成式除静电器可以完全消除样品静电。因此，使用这些设备时您可以放心期许得到高度重复性以及快速测量时间。

在我们的应用程序说明中，您可以了解更多有关经实验室验证的性能结果信息：Cubis® II 超高分辨率天平：从技术参数到实践。

较低的最小样品量 尽可能降低样品成本

Cubis® II 大量程微量天平和半微量天平确保了在整个称量范围内均能保持稳定可靠的性能，从而降低最小样品量。使用我们的 226S 型 220 克量程天平，可以轻松实现 10 毫克以下的最小样品量。对于 5 毫克以下的最小样品量，我们建议使用最大量程达 110 克的型号。

了解更多：
真实实验室测试应用说明



符合人体工程学的称重，无样品损耗

更大的称量盘尺寸和内部称量区域，便于处理样品和烧瓶。此外，我们为您提供种类繁多的样品支架，可用于在难以或不可能使用标准托盘的工作流程中进行称量。所有的称量盘和样品支架均由优质钛制成。其非磁性的特性确保了称量精度不受影响。



YSH02-3 可调式烧瓶支架



YCP07MC 移液器校准套件



YSH22-3 药瓶支架



YSH30-3 滤膜支架
(150 mm)

合规清洁性

在分析天平上安装自动化清洁系统经常被忽视，但不定期清洁或清洁方法不当均有交叉污染的可能。分辨率越高，风险越大，因为即使是很小的颗粒也会对称重精度产生不良影响。

免工具组装和高耐化学腐蚀性

所有防风罩（包括前罩）、称量盘和底板均可轻松拆卸，实现无工具组装。称重底板和称量盘高度耐受实验室常用清洁剂。称重底板的设计保护天平内部称重系统不受污染。

软件指南和过程文档

按照全新清洁 QApp 应用程序中的步骤执行天平清洁，即可实现准确无误的清洁操作。清洁 QApp 支持日常和高级清洁两种程序，可在状态中心显示清洁状态，并支持在审计追踪中追踪清洁过程。清洁 QApp 可通过用户管理进行配置，支持包含电子签名的文档，每台 MCA 超高分辨率天平均标配清洁 QApp。在“清洁操作”中了解更多清洁信息。

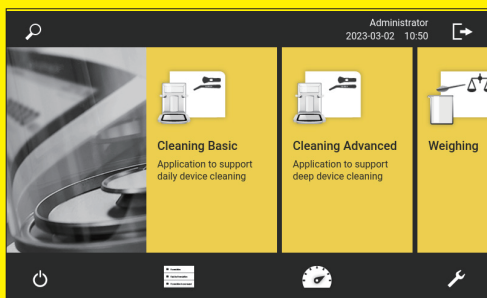


了解更多：
Cubis® II超高分辨率天平清洁操作

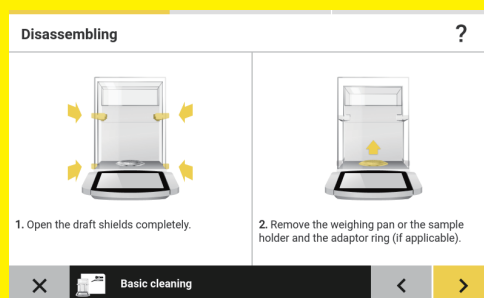




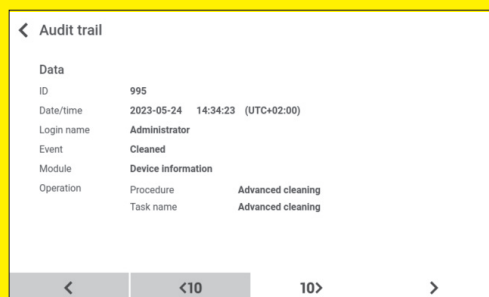
集成式清洁 QApp 使清洁变得容易且可追踪



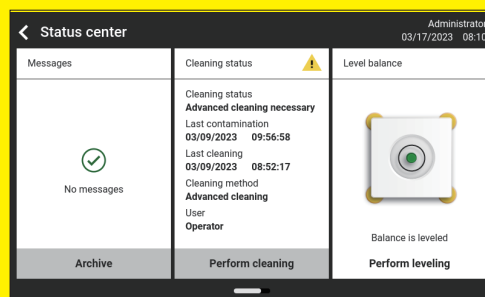
日常和高级清洁



适合天平配置的引导式清洁过程



审计追踪中可追溯文件



状态中心可显示清洁状态

当合规性至关重要时

制药行业遵循严格的法律法规以及各国药典的要求。Cubis® II MCA 的 Pharma QApp Package (QP1) 软件包提供符合制药相关指南 (如 21 CFR 第 11 部分和 USP 39 第 41 章) 的应用程序, 包括: 用户管理、电子签名、审计追踪、最小样品量、USP 高级版、测量不确定度和用户校准。

Pharma (QP1)		License
Q	User management Version: 1.0.1	✓
Q	Electronic signature Version: 1.0.1	✓
Q	Audit trail Version: 1.0.1	✓
Q	Minimum weight Version: 1.0.2	✓
min	USP Advanced Version: 2.4.3	✓
u, (M)	Measurement uncertainty	✓

更高级别的可升级性 确保合理投资

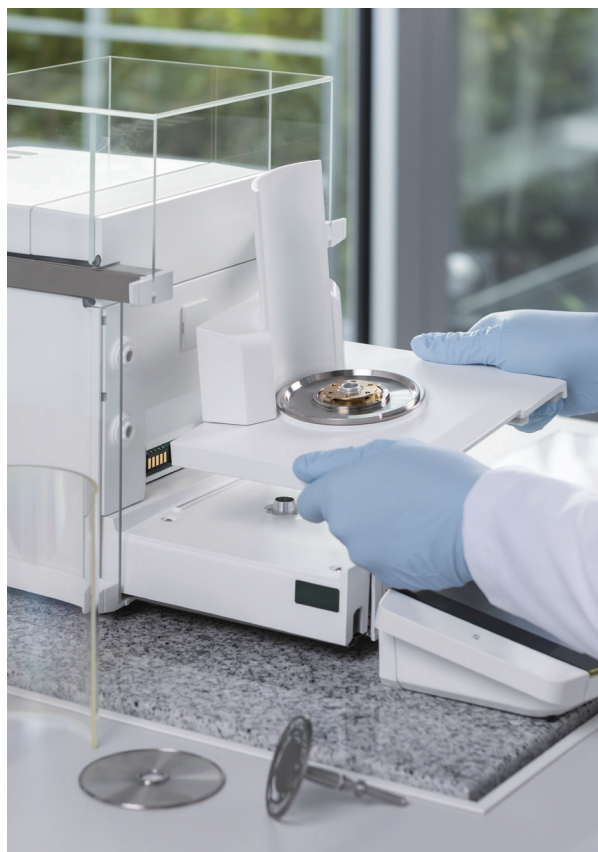
有时候我们很难预测将来会面临什么样的挑战: 实验室湿度是否过低, 样品是否容易产生静电, 等等。届时, 如果您没有除静电器, 或者您希望拥有自动防风罩但您已经购买了天平设备, 该怎么办?

您希望配备一个内部防风罩以免受通风条件的影响? 随时升级这些功能。

升级除静电器 (QAPP1001) 和
电动防风罩 (QAPP1002)



电动内部防风罩 (YDS125A)
一键式模块



配置您的 Cubis® II 超高分辨率系列天平

用户界面			称重模块	型批	防风罩	QApp 软件包			硬件选项
M	C	A	116S	3 S 0 0	D	QP1	QP2	QP3	HWL

天平类型 Weighing module**	调水平	型批	防风罩	软件包*	硬件选项
大量程微量 36S, 36P, 66S, 66P, 116S	自动	S00, S01, CEU, CFR, CCN, OBR, OIN, 或 OJP	D	QP1, QP2, QP3, QP4, QP10 或 QP99	HWL, ION 或 MDS
半微量 226S, 125S, 225S, 225P	■	■	■	■	■

* 仅限 MCA 型号
 ** 称重模块 116S 和 226S 仅适用于 MCA 显示器
 *** 125S (第二代称重模块) 除外

用户界面	用户界面	防风罩	描述	型批	描述	硬件选项	描述
MCA	高级用户界面	D	带有可升级硬件选项的大量程微量天平防风罩	S00	全球标准版本	HWL	所有硬件许可证
MCE	基本用户界面			S01	仅限标准公制单位	ION	除静电器
				CEU	欧洲验证版 (法国除外)	MDS	电动防风罩
				CFR	法国验证版		
				CCN	中国验证版		
				OBR	巴西可验证版		
				OIN	印度可验证版		
				OJP	日本可验证版		



QP1 制药软件包 包含符合 21 CFR Part 11 和 USP 39 第 41 章等制药相关指南主题的应用程序。该制药软件包包括如用户管理、数字签名、审计追踪、USP 最小重量等应用程序。



QP2 高级应用程序软件包 囊括评估等各种复杂的称重应用程序。其中包括用于密度测定、百分比称重、计数、回秤、残留污垢分析、灼烧残渣、筛析、滤膜称重、检重、配方、平均等应用程序。



QP3 实验软件包 包含开机画面、配色方案、自由配方、纤维粗度、直径测定、空气浮力修正、纸张重量、统计和 QR/ 条形码打印等称重应用程序和扩展功能。



QP4 连接软件包 包括数据交换应用程序，例如连接至 Windows 文件服务器、FTPS、StarLims 等。



QP10 硬件 硬件包提供可获许可的硬件功能，如大量程微量和半微量天平的电动防风罩和除静电器。

QP99 全能软件套餐。包括 4 个不同的子软件包，分别适用合规 (制药软件包 QP1)、复杂称重应用 (高级软件包 QP2)、称重应用和有用工具 (实用软件包 QP3) 以及数据交换连接器 (连接软件包 QP4)。

销售与服务 联系方式

更多联系信息，请访问

www.sartorius.com.cn

赛多利斯（上海）贸易有限公司

邮箱 leadscn@sartorius.com

服务热线 400 920 9889 | 800 820 9889

上海

上海市浦东新区盛荣路 388

弄百佳通产业园 3 号楼

7-11 层, 201210

电话 +86 21 6066 6100

北京

北京市顺义区安祥街 12 号

环普国际科创园 4 号楼

6 层, 101318

电话 +86 10 8042 6300

广州

广州市越秀区水荫路 117 号

1105 单元, 510075

电话 +86 20 3761 7284

苏州

苏州市虎丘区科技城锦峰路

158 号 101park-28 幢 201,

215163

电话 +86 512 6616 0490

成都

成都市上东大街 246 号新良

大厦 2618 室, 610012

电话 +86 28 8666 6877

西安

西安市和平路 118 号和平银

座 1107 室, 710001

电话 +86 29 8751 2305

