



移液器校准系统革新
Cubis® II
MPS116S-CCN

Simplifying Progress

SARTORIUS

Cubis® II MPS116S-CCN

重新定义移液器校准

高效、移动、节省空间

在现代校准实验室中，减少每一厘米的工作台空间、节省每一分钟、避免每一个错误都能够规避日常移液器校准的问题。Cubis® II MPS116S-CCN 移液器校准解决方案通过一体化方法满足了这些需求，该方案取代了多台仪器，简化了工作流程，并简化了操作 - 无论您是在室内还是移动实验室中。



优化实验室空间 更小的占地面积

通过将三个移液器校准系统集成到一个设备中，该 MPS116S-CCN 释放了宝贵的工作台空间，非常适合每一寸都很重要的实验室。



更快且通量更大 更少的停机时间

最短的设置时间、更快的稳定时间和更少的切换移液器校准系统变化意味着技术人员每天可以校准更多的移液器。如果现有的另一台移液器校准设备出现故障，Cubis® II MPS116S-CCN 会无缝介入，确保工作流程不会中断。



一台校准设备 现场服务无忧

Cubis® II MPS116S-CCN 针对现场使用进行了优化，只需一台仪器即可覆盖较宽的移液器体积范围。它可以快速适应新环境，并在部署后一小时内进行精确测量，从而节省移动服务团队的时间并简化物流过程。



适合您的 人体工程学设计

Cubis® II MPS116S-CCN 专为长时间校准程序而设计，具有直观、符合人体工程学的操作。自动盖可减少蒸发，而集成的吸湿器可确保结果稳定 - 移液器接着移液器。



节约 校准综合成本

只需维护和校准一个移液器校准系统，而不是两个或多个系统，实验室可以从更少的服务合同、更少的停机时间和更低的长期成本中受益。



内置 环境监测

Cubis® II MPS116S-CCN 直接与 Cubis® II 气候模块连接，并支持将第三方传感器集成到水槽中。这使您可以完全掌控水温等关键环境参数 - 完全可追溯和记录。

证明

“微量、半微量和分析级移液器校准系统的结合使该设备用途极为广泛。

非常短的稳定时间可实现高效工作。

称重容器的巧妙几何形状最大限度地减少了蒸发，从而能够精确工作到较低的体积范围。”

— Jan Klinker, GM, Klinkner & Partner



Dr. Roman Klinker and successor Jan Klinker

关于 Klinkner & Partner

Klinkner&PartnerGmbH 运营着一个经 DAkkS 认证的校准实验室，用于移液器、分液器和其他液体处理仪器。该实验室于 2014 年在德国拉尔（黑森林）成立，为德国和国外客户提供市场上所有活塞操作设备（无论制造商或型号如何）的维护、维修和校准。

该实验室通过了 DIN EN ISO/IEC 17025 和 DIN EN ISO 8655 认证，拥有 15 名员工，以提供可靠、精确和高质量的服务而闻名。

凭借全面的全方位服务方法（包括经认可的校准、日常维护、设备维修、租赁服务、销售咨询和用户培训），Klinkner & Partner 符合“德国制造”的最高质量和服务标准。

除了实验室服务外，这家家族企业自 1994 年以来一直为各行各业的实验室提供咨询和培训。通过研讨会、课程和专家论坛，Klinkner & Partner 在实验室管理、质量保证和分析领域为客户提供支持。

 Klinkner & Partner





升级您现有的 Cubis® II 天平

已经在使用 Cubis® II 天平了？YCP01MPS 附件为您的现有设备赋予了强大的新角色——将其转变为功能齐全的移液器校准系统，而无需单独的设备。这是以最低成本保护您的投资和扩展实验室能力的理想方式。

通用兼容性

该 YCP01MPS 旨在与所有第三代 Cubis® II 天平无缝兼容，包括以下型号：

- MCA36P | MCA66S | MCA116S
- MCA226S | MCA125S | MCA225S|P

最佳性能的推荐组合

为确保最佳结果和用户体验，我们建议将：

- 非常适合高精度校准小容量移液器
- 非常适合覆盖较宽体积范围的移液器

以最小的努力最大限度地提高效率

安装快速直观。连接后，该附件可直接在 Cubis® II 天平中解锁所有专用移液器校准功能，让您能够访问针对 ISO8655 校准工作流程量身定制的强大软件功能和自动化流程。

无论您是要扩展所提供的服务项目还是标准化内部实验室设备，YCP01MPS 都能让您灵活地完成更多工作，而无需额外的硬件投资。

移液器体积	2 μ L	10 μ L	20 μ L	100 μ L	200 μ L	1000 μ L	5000 μ L
ISO 8655 要求	0.001 mg			0.01 mg		0.1 mg	
MPS116S	2 μ L to 5,000 μ L						
MCA36P* S + YCP01MPS	2 μ L to 200 μ L						
MCA66S P + YCP01MPS	2 μ L to 200 μ L						
MCA116S 226S + YCP01MPS			20 μ L to 200 μ L				
MCA125S* 225S P + YCOP01MPS			20 μ L to 5,000 μ L				

* 推荐与 YCP01MPS 一起使用的第三代 Cubis® II 天平

备注：MPS116S-CCN 基于 JJG 646 《移液器检定规程》，可用于标称容量 0.1 μ L 至 10 mL 移液器的检定与校准



技术规格

最大称量量	g	111
可读性	mg	0.001（可选择最多关闭三位数字）
5% 时的重复性	mg	0.006
5% 时的典型重复性 *	mg	0.004
移液称重容器的体积	mL	120
标称体积移液器校准范围 **（符合 ISO8655）	μL	2 – 5,000
0.001 mg 重复性时的典型稳定时间	s	3
0.01 mg 重复性时的典型稳定时间	s	1.5
0.1 mg 重复性时的典型稳定时间	s	1.2
所支持的法规		ISO 8655
尺寸 (L x W x H)	mm	510 x 240 x 301

* 对于低于 20 μL 的移液器，本规格在 ISO8655 限值范围内。
** 通过清空校准系统中间的液体容器，可以获得更高的体积范围。
备注：MPS116S-CCN 基于 JJG 646 《移液器检定规程》的要求，可用于标称容量 0.1 μL 至 10 mL 移液器的检定与校准

通用规格

电源	V Hz A	100 – 240 ±10% 50 – 60 0.8
功耗（最大）	W	64.5
环境温度	°C	+5 to +40
相对湿度	%	31 °C 的相对湿度为 80%，40 °C 时将线性降低至 50% 相对湿度
等级		IP30

附件	订单号
用于清空称重容器的抽吸泵	YCP05-SP01
气候模块，未校准	YCM20MC
具有 DAkkS 证书的气候模块	YCM20MC-DAKKS
带塔式气候模块，未经校准	YCM20MC-Tower
气候模块 DAkkS 证书	YCM20MCDAKKS
轮式运输箱	

称重台	订单号
由合成石制成，具有减振功能	YWT03
由木头和合成石制成	YWT09
墙壁控制台	YWT04



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

