



赛多利斯

Picus[®] 2

电动移液器

Simplifying Progress

SARTORIUS

Picus® 2

为您量身打造

Picus® 2 移液器提供可靠的性能，同时呵护您的手。先进的人体工学设计可减少压力，同时确保可重复移液结果。易于使用的移液模式和可根据常用的实验步骤自定义程序，帮您节省在实验室花费的时间。凭直觉即可使用（如同手动移液器），同时又为有经验的用户提供了进阶选项，这代表从实习生到专家的任何人都可以使用 Picus® 2。只需拿起移液器，开启电源即可开始移液！

Picus® 2 的单通道型号量程范围为 0.5 µL 至 10,000 µL，多通道型号则为 0.5 µL 至 1,200 µL。



获得可靠的结果

Picus® 2 精密的电动移液系统为每位用户提供可重复的移液结果。自带的孔板向导功能可提升微孔板分液的可靠性。多次吹出功能可确保取得最后一滴样品。即使是针对难以吸取的液体，通过校准调节功能可帮助实现理想的准确度。

呵护您的手

Picus® 2 精巧的轻质（重量仅 100 克）与流线型设计，让您真正体验轻松的移液。布局合理的轻触式操作按钮以及电动吸头弹出设计，对无论是惯用左手还是右手的使用者，都能减少肌肉劳损的发生。舒适的手柄设计和指钩让 Picus® 2 移液器可轻易地握在手中。

连接未来

Sartorius Pipetting 移动应用程序是样品制备工作流程和移液器管理的好帮手。使用移液应用程序能让您的 Picus® 2 移液器随时更新获取最新功能。开放式的连接使您能够将 Picus® 2 整合至现有系统中。

加速您的工作

可使用多种移液模式，提升重复、连续的分液任务速度并降低人为误差的风险。使用巧妙的调节轮，直观地进行容量设定和菜单浏览，可节省宝贵的时间。



调节轮可快速达成容量设定，方便菜单浏览。
调节轮也可用于吸液和排液速度的调节，吸液和排液速度可分别调节（1-9 档速度可调）



符合人体工程学的单手操作设计，惯用左手或右手的使用者均适用



微孔板向导 - 引导提示 96 或 384 孔板上的下一个加样孔位，以达成准确移液



大而易读的显示屏 - 美观彩色的显示可提示您与当前移液步骤相关的所有信息



语言选项 - 可从一系列语言选项（包括中文）中进行选取



电动吸头弹出 - 电动系统可轻松地弹出吸头，以保护您的手免于不必要的损伤



Optiload 轻松实现可靠的吸头密封 - 以相等的恒力将吸头装到每个通道上

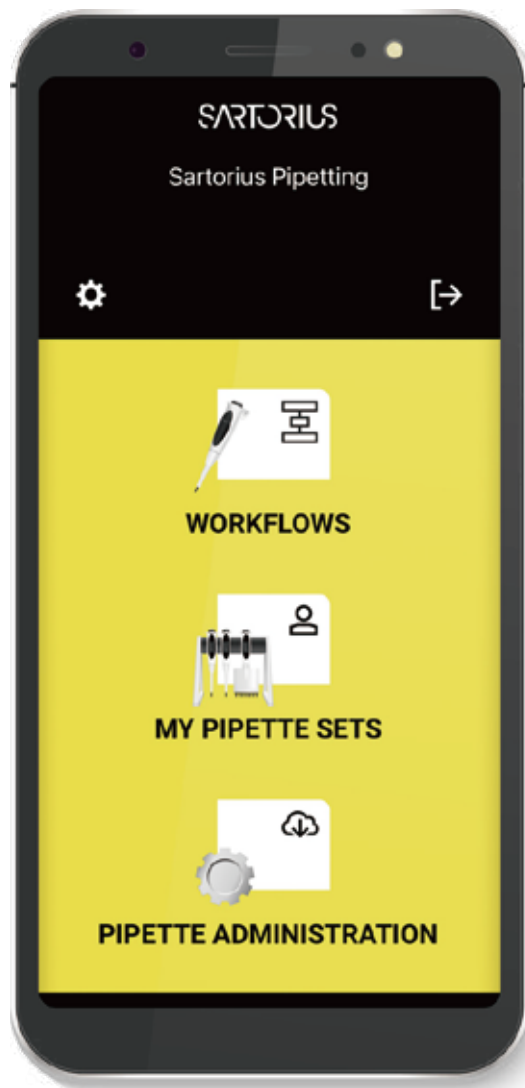


Sartorius Pipetting 应用程序

Sartorius Pipetting 应用程序是所有 Picus® 2 移液器使用者的必备工具，是样品制备工作流程和移液器管理的好帮手。使用移液应用程序能让您的 Picus® 2 移液器随时更新获取最新功能。无论您是经验丰富的科学家或是该领域的新手，此应用程序都能为您的液体处理工作流程提供准确和可重复性。

此应用程序包含多个可设置的个性化方案（即工作流程功能，可根据实际移液工作对预设的工作流程进行调整或新建，工作流程数量无上限）并持续更新，可以根据您的具体应用进行调整。此应用程序为各种工作流程提供逐步指导，与 Picus® 2 移液器一起使用时会自动为移液器选取正确的设定。使用 Picus® 2 移液器、其他电动移液器或任何手动移液器完成您的工作流程，并可导出日志文件作为记录。

请访问 www.sartorius.com.cn 以获取更新的工作流程列表。



开放式连接

您已经有实验室操作系统了吗？

您可以藉由开放式连接将 Picus® 2 移液器整合至现有系统中，向移液器传送命令并接收送回的移液数据。如需了解更多详细信息，请联络您的赛多利斯代表。

下载应用程序：



安全功能

维护和校准提醒

移液器是精密仪器，必须根据 GLP 要求和 ISO 标准定期进行维护和校准。Picus® 2 可设定维护和校准提醒。定期维护和校准移液器对于确保结果的质量和准确度非常重要。

密码保护

Picus® 2 移液器的两级密码保护可区分管理员和使用者角色，防止对移液器设定进行未经授权的修改，并可用于限制对特定个人或群组的权限。此功能可确保依据正确的方法、法规或实验室要求进行移液。密码是一项可选功能，在不需要额外保护时可以不激活。

移液器锁定

移液器锁定功能可防止移液器在等待维修或清洁时被他人使用。此功能可以防止因意外使用下线的移液器而对数据质量造成任何风险。启用密码保护后，需要管理员密码才能解锁移液器。

校准调节

调节可分 1、2 或 3 个点进行，Picus® 2 内存中最多可储存 5 个调节设定。

电池与充电

电池通常可供持续使用一整天，并且可以在一小时内充满电。在使用 Picus® 2 移液器时，可以配合使用单座充电支架、四座旋转支架或 USB 充电线为移液器充电。使用 USB 充电线为移液器充电时可边充电边使用。

易于清洁

清洁移液器是良好实验室实践的重要组成部分。Picus® 2 移液器易于拆卸和清洁。由于采用高质量材料，您可以通过高压灭菌（不包括 1,200 µL 多通道型号）、紫外线或消毒剂对移液器下部组件进行清洁。

用于移液器吸头圆锥的可更换式安全圆锥过滤器是具有成本效益的解决方案，可防止样品与移液器内部的交叉污染。安全圆锥过滤器可与标准吸头一起使用作为保护屏障。

赛多利斯 Optifit 和 Safetyspace 滤芯吸头

赛多利斯移液器和吸头配合使用可达到理想的匹配性。为了让 Picus® 2 移液器的性能充分优化，我们建议为您的实验室选取赛多利斯移液器吸头。

高质量标准的 Optifit 吸头是各种实验室应用和移液任务的理想选择，而 Safetyspace 滤芯吸头可确保无污染操作。有多种不同包装和纯度级别的吸头可选，使您可以选择最适合您实验室设定的产品。

为了获得理想的准确度和精确度，将您计划使用的吸头（例如标准吸头、预灭菌吸头或滤芯吸头）与移液器一同校准，这点非常重要。

移液模式

移液模式	附加功能 (ADV)							
	孔板向导	吸液前混合	排液后混合	计数	过量调节	自动分液	多次吹出	快速排出
移液	■	■	■	■			■	
多次分液	■	■		■	■	■		
多次吸液							■	
反向移液	■	■		■	■			
序列分液		■		■	■	■		
手动移液							■	
稀释			■				■	
滴定								■

订购信息：Picus® 2

订购编号：Picus® 2	通道数	量程 (μl)	标准型滤器	加强型滤器	Optifit 吸头 (μl)	Safetyspace 滤芯吸头 (μl)
LH-747021	1 	0.5-10	-	-	10	10
LH-747041	1 	5-120	721008	721018	200	120
LH-747061	1 	10-300	721007	721017	350	300
LH-747081	1 	50-1,000	721006	721016	1,000	1,000
LH-747101	1 	100-5,000	721005	721015	5,000	5,000
LH-747111	1 	500-10,000	721005	721015	10,000	-
LH-747321	8 	0.5-10	-	-	10	10
LH-747341	8 	5-120	721008	721018	200	120
LH-747361	8 	10-300	721007	721017	350	300
LH-747391	8 	50-1,200	721006	721016	1,200	1,200
LH-747421	12 	0.5-10	-	-	10	10
LH-747441	12 	5-120	721008	721018	200	120
LH-747461	12 	10-300	721007	721017	350	300
LH-747491	12 	50-1,200	721006	721016	1,200	1,200

移液器支架和充电选项

订购编号	名称
LH-735001	USB 充电适配器
730981	可容纳 1 支 Picus® 移液器的充电支架
730991	可容纳 4 支 Picus® 移液器的旋转充电支架
725620	线性支架 (无充电功能)

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
服务热线 400 920 9889 | 800 820 9889
邮箱 leads-cn@sartorius.com

