



赛多利斯 移液和分液产品 精简目录

Simplifying Progress

SARTORIUS

目录

移液器

电动移液器

03 Picus® 2

手动移液器

07 Tacta® 单道和多道移液器

09 Mline® 单道和多道移液器

11 Proline® Plus 单道、固定量程和多道移液器

移液器吸头

13 Optifit 吸头

15 Safetyspace® 滤芯吸头

大容量液体处理产品

16 Prospenser & Prospenser Plus 瓶口分液器

18 Biotrate 数字滴定管

19 Midi Plus 移液管助吸器



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



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 - 以相等的恒力讲吸头装到每个通道上



配备蓝牙和 USB 通信功能 - 可与赛多利斯移液软件配合使用，也可集成到其他实验室软件中



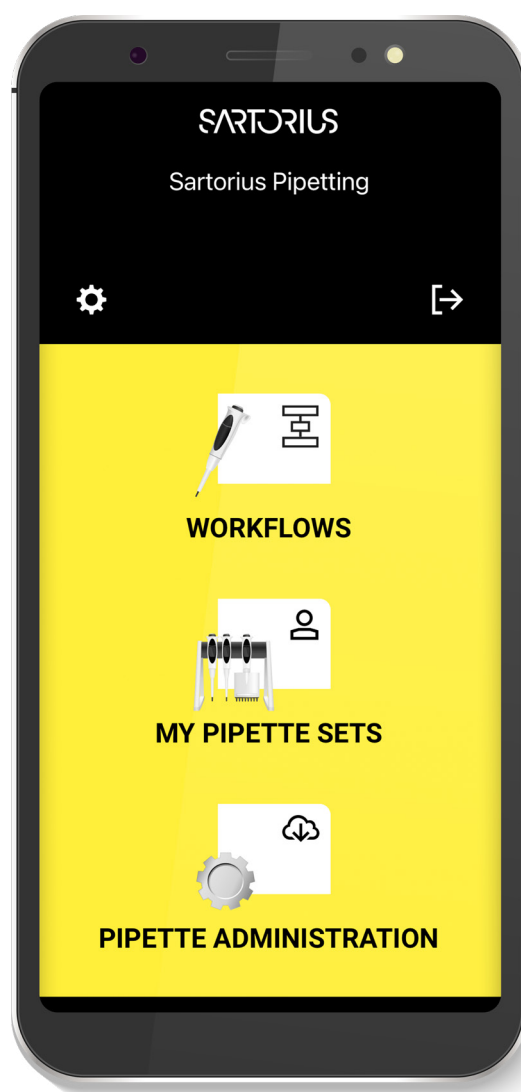
赛多利斯移液软件

赛多利斯移液（Sartorius Pipetting）移动应用程序是所有 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。

赛多利斯移液工作流程编辑器（Sartorius Pipetting Workflow Editor）是一款浏览器应用程序，它拓展了赛多利斯移液移动应用程序中的功能。在这款浏览器应用程序中，你可以：

- 自定义你在赛多利斯移液移动应用中使用的 workflows，你在浏览器应用中所做的任何更改都会显示在你的移动设备上
- 调整面板设置，以适应需要不同布局或样品排布的不同实验方案或分析方法
- 通过导出和导入功能，轻松地与同事分享 workflows
- 查看并导出 workflows 运行日志

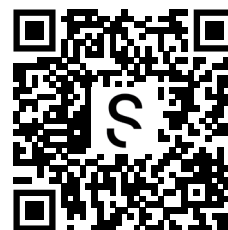


开放式连接

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：



访问赛多利斯移液工作流程编辑器
(Sartorius Pipetting Workflow Editor)
<https://workflows.pipetting.sartorius.com>

性能规格及订购信息

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

支架和配件

产品编号	项目
730981	单座充电支架
730991	4 座充电支架
725620	倾斜支架

充电支架包含有通用的 AC- 适配器



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								■

Tacta® 手动移液器

多面均衡

在赛多利斯，我们聆听客户的心声并将其观点与我们丰富的经验以及先进的研发成果相结合，从而打造出 Tacta® 多面均衡的设计。Tacta® 旨在提供舒适的手感和简单方便的使用体验。Tacta® 使用的所有材料均经过精心挑选，并且每个组件都经过了特别设计以符合严格标准。



reddot design award
product design



功能和优势

吸头退除

- Optiject 即柔和的杠杆式吸头弹出功能，能够以平稳可控的方式轻而易举地弹出吸头



清晰大屏显示

- 大尺寸全数字容量显示

优异的人体工程学设计

- 手柄和指钩符合人体工程学设计，握持轻巧
- 操作省力，握持十分舒适



容量调节

- Optilock 容量锁，让您用习惯的方式调节容量，单双手均可操作。同时，可防止操作中意外的容量变化

校准调节

- 易于调节，通过简单的调节即可减少因不同液体性质或吸头导致的误差
- 校准调节很轻松，刻度会显示调节的程度，可确保对各种液体的操作结果准确可靠

移液、吸头安装和弹出所需力度很小

- 所有型号均配备弹簧式吸头圆锥，即 Optiload 功能，它能以很小的力密封吸头，同时确保较小的吸头弹出力，保护您的手



性能规格及订购信息

产品编号	通道数	量程 (μl)	安全圆锥过滤器		Optifit 吸头 (μl)	Safetyspace™ 滤芯吸头 (μl)
			标准型	增强型		
LH-729010	1	0.3 - 3	-	-	10	10
LH-729020	1	1 - 10	-	-	10	10
LH-729030	1	2 - 20	721014	-	200	20
LH-729050	1	10 - 100	721008	721018	200, 350	120
LH-729060	1	20 - 200	721007	721017	200, 350	200
LH-729070	1	100 - 1000	721006	721016	1000	1000
LH-729080	1	500 - 5000	721005	721015	5000	5000
LH-729090	1	1000 - 10000	721005	721015	10000	-
LH-729120	8	1 - 10	-	-	10	10
LH-729130	8	10 - 100	721008	721018	200, 350	120
LH-729140	8	30 - 300	721007	721017	350	300
LH-729220	12	1 - 10	-	-	10	10
LH-729230	12	10 - 100	721008	721018	200, 350	120
LH-729240	12	30 - 300	721007	721017	350	300

存放移液器

移液器处于未使用状态时，应直立存放以避免来自工作台的污染。小巧的旋转支架专为六个移液器量身打造而成，是节省操作台空间的理想产品。倾斜支架则适用于所有赛多利斯手动和电动移液器。

支架

产品编号	项目
LH-725630	可悬挂 6 支手动移液器的旋转支架
725620	倾斜支架

Tacta® 组合装

产品编号	项目
LH-729670	Tacta® 3 支装 10 (10μl, 100μl, 1000μl), 含配套吸头与配件
LH-729671	Tacta® 3 支装 20 (20μl, 200μl, 1000μl), 含配套吸头与配件
LH-729672	Tacta® 4 支装 20 (10μl, 20μl, 200μl, 1000μl), 含配套吸头与配件
LH-729673	Tacta® 4 支装 100 (10μl, 100μl, 200μl, 1000μl), 含配套吸头与配件
LH-729674	Tacta® 5 支装 10 (10μl, 100μl, 200μl, 1000μl, 5000μl), 含配套吸头与配件
LH-729675	Tacta® 5 支装 20 (20μl, 100μl, 200μl, 1000μl, 5000μl), 含配套吸头与配件
LH-729676	Tacta® 3+1 套装 (10μl, 200μl, 1000μl, 8 道 300μl), 含配套吸头与配件
LH-729677	Tacta® 3 支装大量程 (1000μl, 5000μl, 10000μl), 含配套吸头与配件

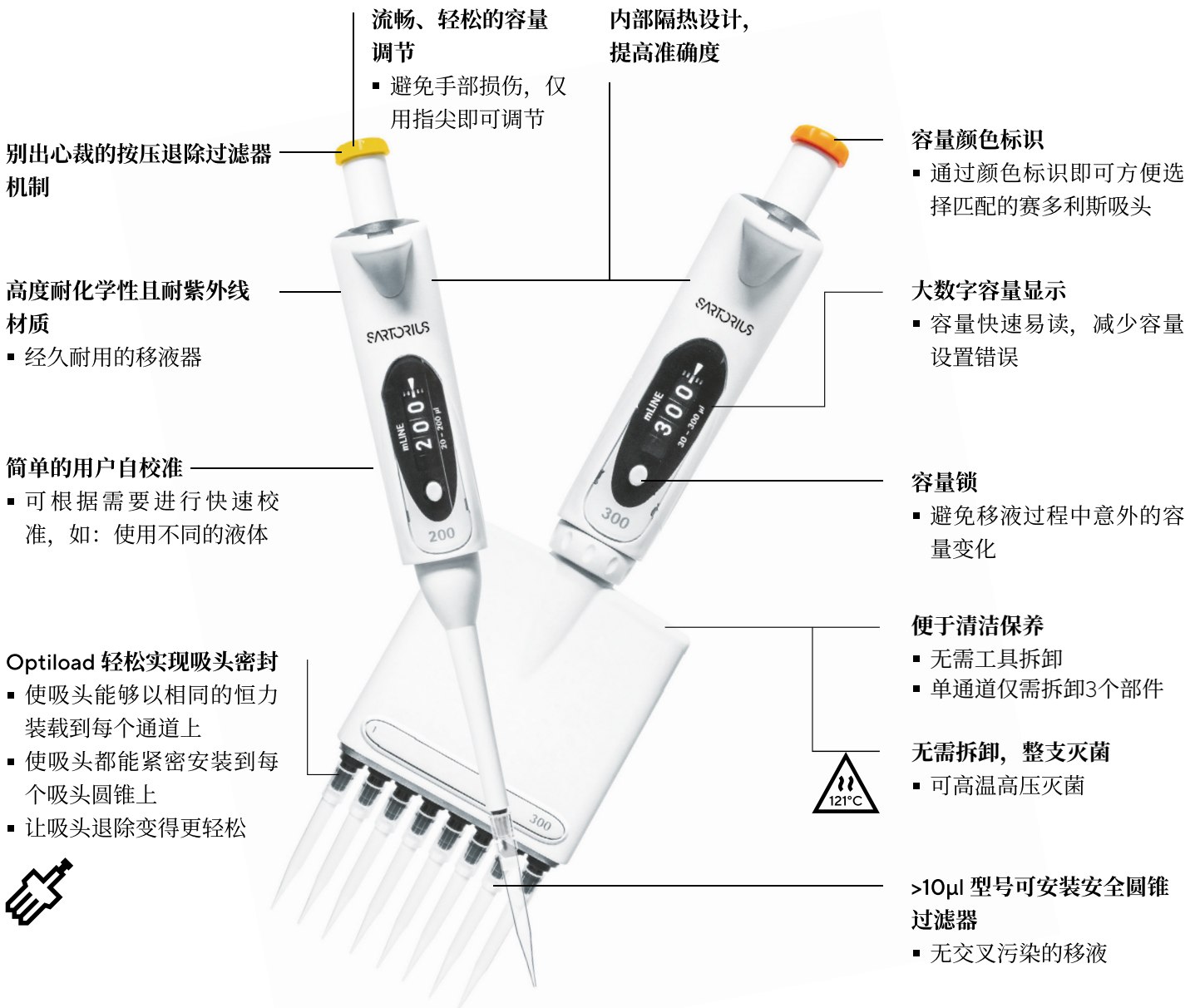


Mline® 手动移液器

轻而易举的精准

赛多利斯手动移液器家族中的 Mline®, 为您提供杰出的人体工程学、优秀的性能和安全性。它是长时间从事重复性手动移液工作的理想选择, 可以防止手、手臂和肩膀出现与工作有关的劳损。

功能和优势



性能规格及订购信息

产品编号	通道数	量程 (μl)	可变量 (μl)	安全圆锥过滤器		Optifit 吸头 (μl)	Safetyspace™ 滤芯吸头 (μl)
				标准型	增强型		
725010	1	0.3-3	0.002	-	-	10	10
725020	1	1-10	0.01	-	-	10	10
725030	1	2-20	0.02	721014	-	200	20
725050	1	10-100	0.10	721008	721018	200, 350	120
725060	1	20-200	0.20	721007	721017	200, 350	200
725070	1	100-1000	1.00	721006	721016	1000	1000
725080	1	500-5000	10.0	721005	721015	5000	5000
725090	1	1000-10000	20.0	721005	721015	10000	-
725120	8	1-10	0.01	-	-	10	10
725130	8	10-100	0.10	721008	721018	200, 350	120
725140	8	30-300	0.20	721007	721017	350	300
725220	12	1-10	0.01	-	-	10	10
725230	12	10-100	0.10	721008	721018	200, 350	120
725240	12	30-300	0.20	721007	721017	350	300

支架

产品编号	项目
LH-725630	可悬挂 6 支手动移液器的旋转支架
725620	倾斜支架



Proline® Plus 手动移液器

耐久可靠的移液器

赛多利斯的手动移液器 Proline® Plus 系列旨在为日常手动移液工作提供舒适和品质的保证。它不仅拥有许多 Mline® 的杰出特性，还兼具了坚固耐用的特点适合高负荷的工作。此外，它还覆盖了广泛的量程，包括固定量程型号。Proline® Plus 适合实验室专业人员使用，同样也适合学生一族。

功能和优势



容量颜色标识

- 通过颜色标识即可方便选择匹配的赛多利斯吸头

内部隔热设计，提高准确度

量程宽，提供可调容量和固定容量

- 专业人士使用的可调容量移液器
- 固定容量型号适合特定应用，可避免容量变化的误差

多道型号带有 Optiload 吸头安装装置

- 让吸头以相同的恒力装载到每个通道上
- 使吸头在每个吸头圆锥都能紧密安装
- 让吸头退除变得非常轻松

步进式容量调节

- 易于使用的容量调节

人体工程学手指支撑

- 在移液过程中不需要紧紧握住移液器，减少 RSI 的风险

轻巧的移液力 & 人体工程学设计

- 避免重复性劳损 (RSI)

大数字容量显示

- 容量快速易读，减少容量设置错误

简单的用户自校准

- 可根据需要进行快速校准，如：使用不同的液体

高度耐化学性且耐紫外线材质

- 经久耐用的移液器

便于清洁保养

- 无需工具拆卸
- 单通道仅需拆卸3个部件

无需拆卸，整支灭菌

- 可高温高压灭菌

>10µl 型号可安装安全圆锥过滤器

- 无交叉污染的移液



性能规格及订购信息

产品编号	通道数	量程 (µl)	可变量 (µl)	安全圆锥过滤器		Optifit 吸头 (µl)	Safetyspace™ 滤芯吸头 (µl)
				标准型	增强型		
728010	1	0.3 -3	0.002	-	-	10	10
728020	1	1 -10	0.01	-	-	10	10
728030	1	2-20	0.02	721014	-	200	20
728040	1	5-50	0.10	721008	721018	200	120
728050	1	10-100	0.10	721008	721018	200, 350	120
728060	1	20-200	0.20	721007	721017	200, 350	200
728070	1	100-1000	1.00	721006	721016	1000	1000
728080	1	500-5000	10.0	721005	721015	5000	5000
728090	1	1000-10000	20.0	721005	721015	10000	-
728120	8	1 -10	0.01	-	-	10	10
728130	8	10-100	0.10	721008	721018	200, 350	120
728140	8	30-300	0.20	721007	721017	350	300
728220	12	1 -10	0.01	-	-	10	10
728230	12	10-100	0.10	721008	721018	200, 350	120
728240	12	30-300	0.20	721007	721017	350	300

注意：另有固定量程的单道移液器可供选择，详细规格可垂询赛多利斯销售人员。

支架

产品编号	项目
LH-725630	可悬挂 6 支手动移液器的旋转支架
725620	倾斜支架



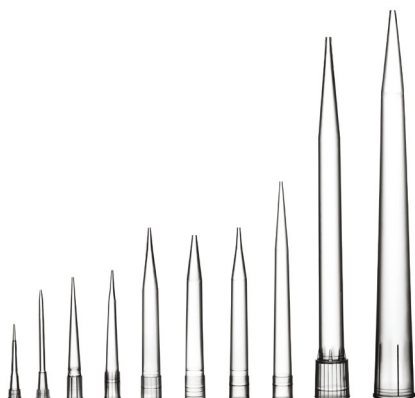
Proline® Plus 组合装

产品编号	项目
LH-728670	Proline® Plus 3 支装 10 (10µl, 100µl, 1000µl), 含配套吸头与配件
LH-728671	Proline® Plus 3 支装 20 (20µl, 200µl, 1000µl), 含配套吸头与配件
LH-728672	Proline® Plus 4 支装 20 (10µl, 20µl, 200µl, 1000µl), 含配套吸头与配件
LH-728673	Proline® Plus 4 支装 100 (10µl,100µl, 200µl, 1000µl), 含配套吸头与配件
LH-728674	Proline® Plus 5 支装 10 (10µl, 100µl, 200µl, 1000µl, 5000µl), 含配套吸头与配件
LH-728675	Proline® Plus 5 支装 20 (20µl, 100µl, 200µl, 1000µl, 5000µl), 含配套吸头与配件
LH-728676	Proline® Plus 3+1 套装 (10µl, 200µl, 1000µl, 8 道 300µl), 含配套吸头与配件
LH-728677	Proline® Plus 3 支装大量程 (1000µl, 5000µl, 10000µl), 含配套吸头与配件

Optifit 吸头

满足各种应用需求的标准型吸头

赛多利斯向您提供高品质的移液器吸头，与所有赛多利斯和大多数其他品牌移液器一起使用都有很好的可重复性和准确度。所有吸头及吸头盒都可高温高压消毒。赛多利斯所有的吸头都在 ISO 8 级洁净室制造，生产过程遵循药品生产管理规范 (GMP)。



Optifit 吸头，不含滤芯

Optifit 吸头由纯聚丙烯制成。吸头有以下包装：盒装、补充包装、Flexibulk 大盒装及散装。未灭菌的产品可耐受高温高压灭菌条件 (121°C、1 bar、20 分钟)。纯度认证的产品经由第三方实验室检测，可根据产品批次号至赛多利斯官网下载纯度证书。

Flexibulk 大盒装吸头

紧凑型 Flexibulk 节省宝贵空间

Flexibulk 大盒装内吸头摆放整齐，占用空间大约比吸头随意摆放的散装吸头纸盒小 40%。因此，Flexibulk 为您的工作台提供更多空间。

巧妙的 Flexibulk 盒装理念节省时间和精力

有序的 Flexibulk 大盒装使取用吸头更方便。您可以每次拿取单个吸头，将其安装至移液器，或者抓起一把吸头装入吸头托架。

因此，与将吸头从散乱包装的袋中安插至支架上相比，Flexibulk 盒装可以为您节省 20% 的时间。

降低污染风险

Flexibulk 大盒装经过认证，不含 RNase、DNase 和内毒素。当您的应用需避免污染时，认证纯度就能带来便利。吸头在无尘室条件下制造和包装，采用全自动制造流程，有效地减少了污染。



Optifit 吸头订购信息

产品编号	量程 (µl)	长度 (mm)	包装方式	不含 DNase、RNase、人类 DNA 及内毒素	预灭菌	数量 / 单位
790010	■ 0.1-10	31.5	盒装	■		10 x 96
790011			无菌盒装	■	■	10 x 96
790012			补充塔			10 x 96
790013			补充装	■	■	20 x 96
790014			散装			1000
783210	■ 0.1-10 延长型	46	盒装	*		10 x 96
783211			无菌盒装	*	■	10 x 96
790200	■ 0.5-200	51	盒装	■		10 x 96
790201			无菌盒装	■	■	10 x 96
790202			补充塔			10 x 96
790203			补充装	■	■	15 x 96
LH-B790204			大盒装	■		960
LH-X780200	■ 0.5-200 延长型	77.5	盒装	*		10 x 96
LH-X780201			无菌盒装	*	■	10 x 96
790350	■ 5-350	54	盒装	■		10 x 96
790351			无菌盒装	■	■	10 x 96
790352			补充塔			10 x 96
790353			补充装	■	■	15 x 96
LH-B790354			大盒装	■		960
791000	■ 10-1000	71.5	盒装	■		10 x 96
791001			无菌盒装	■	■	10 x 96
791002			补充装	■		10 x 96
791003			补充装	■	■	10 x 96
LH-B791004			大盒装	■		480
LH-X791000	■ 10-1000 延长型	119	盒装	■		10 x 96
LH-X791001			无菌盒装	■	■	10 x 96
791020	■ 10-1000 大孔径吸头	68.5	盒装	■		10 x 96
791021			无菌盒装	■	■	10 x 96
LH-B791024			大盒装	■		480
791200	■ 50-1200	71.5	盒装	■		10 x 96
791201			无菌盒装	■	■	10 x 96
791202			补充装	■		10 x 96
791203			补充装	■	■	10 x 96
LH-B791204			大盒装	■		480
791210	■ 50-1200 延长型	90	盒装	■		10 x 96
791211			无菌盒装	■	■	10 x 96
791212			补充装	■		10 x 96
791213			补充装	■	■	10 x 96
780304	■ 100-5000	150	盒装	■		50
780305			无菌盒装	■	■	50
780300			散装			100
780308			大包装散装			1000
LH-780314	■ 1-10 ml	155	盒装			35
LH-780316			散装			250

* 不含 DNase、RNase 及内毒素



盒装



补充塔



补充装



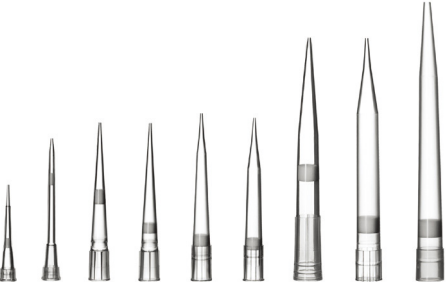
散装



Flexibulk 大盒装

Safetyspace[®] 滤芯吸头

实现更安全的移液



赛多利斯滤芯吸头由纯聚丙烯和聚乙烯 (PE) 制成，可阻止悬浮微粒和液体污染物的进入。这有助于降低交叉污染的风险，减少移液器的维护需求。滤芯吸头可放在槽内，电子束事先消毒，已证明不含 DNase、RNase、人类 DNA 及内毒素。

赛多利斯的新式 Safetyspace[™] 滤芯吸头与常规滤芯吸头相比在样品与滤芯之间留出了更多空间。通过使用 Safetyspace[™] 吸头，不管您正在使用何种移液技术和处理什么液体，都无需担心样品与滤芯接触。

Safetyspace[®] 滤芯吸头订购信息

产品编号	量程 (µl)	包装	不含 DNase、RNase、人类 DNA 及内毒素	预灭菌	数量 / 单位
790011F	■ 0.1-10	盒装	■	■	10 x 96
783201	■ 0.1-10 延长型	盒装	■	■	10 x 96
790021F	■ 0.5-20	盒装	■	■	10 x 96
790101F	■ 2-120	盒装	■	■	10 x 96
790201F	■ 5-200	盒装	■	■	10 x 96
LH-XF780201	■ 0.5-200 延长型	盒装	■	■	10 x 96
790301F	■ 5-300	盒装	■	■	10 x 96
791001F	■ 50-1000	盒装	■	■	10 x 96
LH-XF791001	■ 10-1000 延长型	盒装	■	■	10 x 96
791211F	■ 50-1200	盒装	■	■	10 x 96
LH-795001F	■ 100-5000	盒装	■	■	1 x 50

* 不含 DNase、RNase 及内毒素



盒装

Prospenser & Prospenser Plus 瓶口分液器

轻松分液

Prospenser 和 Prospenser Plus 是高品质的瓶口分液器，具有出色的耐化学性。它们具有安全性、便捷性，且有多种配件，使其符合各种分液需求。



功能和优势

耐化学性

- Prospenser 和 Prospenser Plus 凭借其高品质材料提供优异的耐化学性。陶瓷活塞具有化学稳定性，能与绝大多数液体兼容。

轻便易于使用

- 操作手柄设计在吸液时能轻松握持，在排液时能轻松按压。活塞运作流畅，保证日常使用中的良好效果。

易于更换的阀门

- 阀门可由用户轻松更换，因此不需要将设备送修。

吸液管易于连接

- 吸液管能轻松地与带有安全螺纹的接口进行连接。这能防止空气进入系统并确保一致的结果。

容量设置

- Prospenser 和 Prospenser Plus 具有 360° 旋转调节的容量设置方式，让您每次都能快速设定确切的容量。

多功能配件

- 多种配件可供选择，包括试剂瓶适配器、分液头及吸液管等。

可整支高压灭菌

- Prospenser 和 Prospenser Plus 易于拆卸清洗，并且可以整支高压灭菌。



Prospenser Plus 高级功能



介质再循环系统
Prospenser Plus 配备了一个介质再循环系统，可将未使用的介质从设备中回收并返回瓶中。这确保轻松启动，并尽可能减少介质损失。



智能 360° 旋转分液头
无需转动瓶子即可将分液头转动到所需的位置。确保用户始终能看到瓶子的标签。



干燥管和过滤器的接口
Prospenser Plus 设备的后部有一个用于干燥管和过滤器的鲁尔接口。建议对湿度敏感的液体使用干燥管。

赛多利斯 Minisart® 针头滤器

赛多利斯 Minisart® 针头滤器能完全适配 Prospenser 和 Prospenser Plus 分液器。Minisart® 针头滤器提供高流速、高通量以及高品质。



Prospenser 和 Prospenser Plus 可配备用于介质过滤的 Minisart® 针头滤器。可单独购买带有鲁尔接口的分液头。



为了过滤替代空气，Prospenser Plus 可以配备一个 Minisart® 针头滤器。

订购信息

Prospenser 瓶口分液器

产品编号	项目	量程
LH-723060	Prospenser	0.2-1 ml
LH-723061	Prospenser	0.4-2 ml
LH-723062	Prospenser	1-5 ml
LH-723063	Prospenser	2-10 ml
LH-723064	Prospenser	5-30 ml
LH-723065	Prospenser	10-60 ml

注意：不包含瓶子
另有多种配件可供选择，请另询！

Prospenser Plus 瓶口分液器

产品编号	项目	量程
LH-723070	Prospenser Plus	0.2-1 ml
LH-723071	Prospenser Plus	0.4-2 ml
LH-723072	Prospenser Plus	1-5 ml
LH-723073	Prospenser Plus	2-10 ml
LH-723074	Prospenser Plus	5-30 ml
LH-723075	Prospenser Plus	10-60 ml

Biotrate 数字滴定管

只为便捷滴定

赛多利斯 Biotrate 是一款优质的数字滴定管，功能先进，轻松滴定。Biotrate 具有高耐化学性，是精确又安全地滴定各种液体的智能解决方案。由于其大而清晰的电子显示屏、平滑的操作轮以及 360° 旋转分液头，Biotrate 使用起来轻松便捷。



订购信息

产品编号	项目	量程
LH-723080	Biotrate	10 ml
LH-723081	Biotrate	20 ml
LH-723082	Biotrate	50 ml

注意：所有型号都默认有 A45 螺纹，并配有 A32、A38 和 S40 瓶适配器。不包含瓶子。
另有多种配件可供选择，请另询！

功能和优势

- 高耐化学性**
 - 液体通道中的高抗性部件保证了优异的耐化学性。
 - 轻柔移动的活塞确保其结果可靠。
- 高品质**

高品质的部件和材料保证高精度和精确的结果，同时延长了使用寿命。
- 使用方便**
 - 轻触型操作轮和 360° 旋转分液头使 Biotrate 使用起来舒适便捷。
 - 流畅轻便的操作。
- 智能 360° 旋转分液头**
 - 不必转动瓶子或整个滴定管，分液头即可转动到任何位置。显示屏、操作轮和瓶子标签保持在合适位置以确保使用舒适。

- 介质再循环系统**
 - Biotrate 配有一个介质再循环系统能够将设备中未使用的介质回收回到瓶中。这确保轻松启动，并尽可能减少介质损失。

- 干燥管和过滤器的接口**
 - Biotrate 设备的后部有一个用于连接干燥管和过滤器的鲁尔接口。建议在滴定湿度敏感液体时使用干燥管。

- 紫外线防护窗**
 - Biotrate 配有琥珀色替换窗口，用于保护光敏介质。



Midi Plus 移液管助吸器

符合人体工程学的大容量移液

Midi Plus是一款小巧的电动移液控制器，能够轻松地瓶子或试管中吸液。其人体工程学设计有助于尽可能地减少使用血清学或普通移液管时手臂和手所需抬起的高度。此外，与乳胶洗耳球相比，Midi Plus 的电子操作可减少所需的手指力量。这些特质减轻了长时间移液的工作负荷，保护您免于重复性劳损 (RSI)。



功能和优势

线性速度控制确保准确移液

- 可通过调整轮或改变手指按压操作按钮的力度轻松控制吸液和排液速度。
- 可根据您的应用和移液管容量选择速度。
- 只需手指轻触排液按钮，便可利用重力实现慢速逐滴排液。

折叠式支架节省工作台空间

- 一体的折叠式支架可节省工作台空间。
- 当 Midi Plus 搁置在支架上时，玻璃或塑料移液管不会与桌面接触，以避免污染发生。



与移液管和吸头具有广泛的匹配性

- Midi Plus 能与常用的 1-100 ml 容量范围的玻璃或塑料移液管兼容。
- 在对准确度要求不高的应用中可搭配赛多利斯 5 ml 和 10 ml Optifit 吸头使用。

疏水过滤器可防止过度吸液

- 疏水的赛多利斯过滤器可防止过度吸液，避免移液控制器受到污染。
- 过滤器提供有预灭菌和未灭菌型号，以符合实验的纯度要求。

订购信息和配件

产品编号	项目	数量 / 单位
710931	Midi Plus	1
LH-7129120	可替换过滤器，0.45 µm，未灭菌，可高压灭菌	5
LH-7129131	可替换过滤器，0.2 µm，预灭菌	5
LH-711017	适用于 5 ml 移液器吸头的接头套装，可进行高压灭菌，包括吸头鼻锥和硅树脂接头	1
LH-711018	适用于 10 ml 移液器吸头的接头套装，可进行高压灭菌，包括吸头鼻锥和硅树脂接头	1
780300	Optifit 吸头 5 ml	100
780308	Optifit 吸头 5 ml	1000
780310	Optifit 吸头 10 ml (适用于 Midi Plus 的加长型吸头)	100



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

