

Picus®
电动移液器



Biohitfamily

Picus® 电动移液器

迄今最符合人体工程学设计的精密移液器！

Picus®, 2012 年红点设计大奖和芬兰设计大奖荣誉提名奖的获得者，是Sartorius百得家族最新、最符合人体工程学设计的移液器。致力于彻底革新移液操作，它是目前市面上最轻的电动移液器。正因如此，它能大大减轻用户的工作负荷，保护用户免受重复性肌肉劳损 (RSI) 的威胁。Picus® 采用了新一代的技术，电子制动器和活塞控制系统能保证准确且精确的移液结果。独一无二的孔板向导功能通过提示操作步骤增强微孔板操作的可靠性。Picus® 的单道型号覆盖了0.2-10000 µl 的量程，多道型号覆盖0.2-1200µl的量程。



reddot design award
winner 2012



fennia prize 12
good design grows global
HONORARY MENTION

|| Picus® 兼备出众的人体工程学和简易的程序设定。





享受移液

全新的人体工程学设计能保护您避免受到 RSI (重复性劳损) 并减轻长时间移液操作所带来的工作负荷。

全新的人体工程学设计确保最佳的工作姿势和舒适的移液体验。

轻触式的电子吸头退除设计保护您避免肌肉劳损。

获得可靠结果

新一代技术—电子制动器及活塞控制系统，保证精准的移液结果。

独一无二的孔板向导功能通过提示操作步骤增强微孔板操作的可靠性。

完全的电动操作保证无人为误差的结果。

一分钟学会如何使用!

直观的用户界面—无需说明书即可轻松掌握主要功能。

独特的调节轮提供快速的容量设定和菜单导航。

热键—快速进入常用程序。



!! 这简直难以置信，居然有如此轻巧的电子设备（仅100g）。

技术特点

- 1-, 2-或3-点校准调节
- 提供售后及校准信息
- 下半部分可高温高压消毒（1200 μ l型号除外）
- 可通过支架或 micro USB 连接线充电
- 可在USB充电情况下继续工作
- 使用锂电池，约1小时即可充满

直观的用户界面

有多种语言版本可供选择：英文，中文，法文，德文和俄文



人体工程学

- 重量最轻、体积最小的电动移液器(100g)
- 舒适的手柄和指钩设计
- 独特的电子吸头退除设计
- Picus® 与我们卓越的移液学院培训一起，改善您的实验室健康与安全。



下半部分可高温高压消毒 (多道1200 μ l型号除外)



Optiload 提供完美的吸头密封

- 使吸头能够以相同的恒力装载到每个通道上
- 使吸头都能完美密封到每个吸头圆锥上

安全圆锥过滤器

>10 μ l 的型号都具有可替换的安全圆锥过滤器，避免污染



特性及优点

按键供编程使用

操作按钮

热键可储存多达10个程序

独特的电子吸头退除按键

调节轮

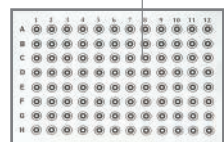
- 提供极其快速的量程设定与便捷的菜单导航
- 符合人体工程学的单手操作
- 只需拇指轻触即可精确控制手动移液和滴定速度

微孔板向导系统

- 独一无二的内嵌式 96 孔板或 384 孔板向导系统能指引用户移液至正确的孔中
- 提高工作效率及结果的可靠性
- 向导系统是一个可选功能，可在移液、反向移液以及多次分液模式中选择

新一代技术

- 加强型 DC-motor 概念使 Picus® 具有杰出的性能，遥遥领先于现有的技术解决方案
- 电子制动器能迅速、精确地中止活塞的运动，尤其在连续的分液过程中，确保了高精度
- 光学传感器实时监控活塞的运动，保证了无与伦比的准确性和可靠性



移液模式

主要模式- 适用于所有Picus 型号	可选功能 - 协同主要模式一起使用				
	孔板向导	混合	计数	过量调节	自动分液(定时)
移液	✓	✓	✓		
反向移液	✓	✓	✓	✓	
手动移液	✓				
多次分液	✓	✓		✓	✓
稀释	✓	✓			
序列分液	✓			✓	
多次吸液	✓				
滴定	✓				



单座充电支架



旋转充电支架



倾斜支架

充电选择

- 单座充电支架
- 4座旋转充电支架
- USB连接线

Picus®电动移液器可以通过单座充电支架、4座旋转充电支架或USB连接线来充电。多种充电选择体现了其最佳的实用性。当使用USB连接线充电时，Picus®仍能继续移液。4座旋转充电支架的简洁设计是节省实验工作台空间的理想选择。4座旋转头让您能轻松取得所需的移液器。

订购信息

移液器支架

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(无充电功能)

充电支架包含通用的AC - 适配器(EU, UK, US | JPN 和 CHN 插头)

订购信息

Picus®

产品 编号	通道数	量程(μl)	可变量 (μl)	测量 体积(μl)	系统 误差(%)	随机 误差(%)	安全圆锥 标准型	过滤器 增强型	Optifit 吸头* (μl)	SafetySpace™ 滤芯吸头* (μl)
735021	1	 0,2-10	0,01	10	0,90	0,40	-	-	10	10
				5	1,00	0,70				
				1	2,50	1,50				
735041	1	 5-120	0,10	120	0,40	0,15	721008	721018	200 350	120
				60	0,60	0,20				
				12	2,00	1,00				
735061	1	 10-300	0,20	300	0,40	0,15	721007	721017	350	300
				150	0,60	0,20				
				30	1,50	0,80				
735081	1	 50-1000	1,00	1000	0,40	0,15	721006	721016	1000	1000
				500	0,60	0,20				
				100	1,50	0,50				
735101	1	 100-5000	5,00	5000	0,50	0,15	721005	721015	5000	-
				2500	0,80	0,20				
				500	1,00	0,40				
735111	1	 500-10000	10,00	10000	0,60	0,20	721005	721015	10000	-
				5000	1,20	0,30				
				1000	3,00	0,60				
735321	8	 0,2-10	0,01	10	0,90	0,50	-	-	10	10
				5	1,50	0,80				
				1	4,00	3,00				
735341	8	 5-120	0,10	120	0,50	0,20	721008	721018	200 350	120
				60	0,70	0,30				
				12	2,00	1,50				
735361	8	 10-300	0,20	300	0,50	0,20	721007	721017	350	300
				150	0,70	0,30				
				30	2,00	1,00				
735391	8	 50-1200	1,00	1200	0,50	0,20	721006	721016	1200	1200
				600	1,00	0,30				
				120	2,50	1,00				
735421	12	 0,2-10	0,01	10	0,90	0,50	-	-	10	10
				5	1,50	0,80				
				1	4,00	3,00				
735441	12	 5-120	0,10	120	0,50	0,20	721008	721018	200 350	120
				60	0,70	0,30				
				12	2,00	1,50				
735461	12	 10-300	0,20	300	0,50	0,20	721007	721017	350	300
				150	0,70	0,30				
				30	2,00	1,00				
735491	12	 50-1200	1,00	1200	0,50	0,20	721006	721016	1200	1200
				600	1,00	0,30				
				120	2,50	1,00				

*另有低吸附特性吸头，低吸附吸头覆盖量程达1200μl
所有移液器均包含通用的AC-适配器(EU, UK, US | JPN 和 CHN 插头)

赛多利斯（上海）贸易有限公司

E-mail: info.cn@sartorius.com

服务热线 400 920 9889 | 800 820 9889

上海

地址：上海市浦东新区张江高科技园区金科路4560号1号楼北楼三层

邮编：201210

电话：+86.21.6878.2300

传真：+86.21.6878.2882

北京

地址：北京市顺义区空港工业区B区裕安路33号

邮编：101300

电话：+86.10.8042.6300

传真：+86.10.8042.6551

广州

地址：广州市越秀区水荫路119号1105单元

邮编：510075

电话：+86.20.8777.0980

传真：+86.20.3761.6234

成都

地址：成都市上东大街53号新良大厦2406室

邮编：610012

电话：+86.28.8666.6728 | +86.28.8666.6877

传真：+86.28.8666.6977

武汉

地址：武汉市东湖高新技术开发区常青藤路翰景苑B座1304室

邮编：430074

电话：+86.27.8732.2667

传真：+86.27.8664.4956

西安

地址：西安市和平路118号和平银座1107室

邮编：710001

电话：+86.29.8751.2305

传真：+86.29.8751.2332

哈尔滨

地址：哈尔滨市道外区景阳街401号1单元19楼5号

电话：+86.451.8833.1049

传真：+86.451.8833.1049



◀ www.sartorius.com.cn