

体验 Picus[®] 2 的与众不同

Picus[®] 2 如何帮到您的移液工作



连接性

使用赛多利斯移液移动端应用程序，可流畅运行样品制备工作流程，并自动调整移液器设置，使您的工作效率更上一层楼。

开放的连接功能使您能够将 Picus[®] 2 集成到现有系统中。



比手动移液器快 2 倍

由于具有多次分液模式和其他模式，单通道和多通道移液器的工作步骤都减少了



8 种模式，满足多样和高要求的移液应用

改变重复性工作，利用多种移液模式，从移液、稀释到连续分液，加快工作速度——与只有两种模式手动移液器相比。



不受使用者经验影响，获得理想的移液效果

电动控制的移液功能，与手动移液器相比，移液更精确、操作更顺畅。



Picus[®] 2 如何让您受益



100g

Picus[®] 2 如手动移液器一样轻巧
Picus[®] 2 重量轻，手柄符合人体工程学原理，使用方便，有助于减轻移液过程中的疲劳，尤其是在长时间移液过程中。



95%

更轻的操作力有助于减少手部和腕部的拉伤和损伤

Picus[®] 2 的电动操作消除了手动移液器在移液和吸头弹出时因拇指用力而造成的大部分劳损。



1:1,000

充电一小时，移液一千次
快速充电，方便全天候移液。