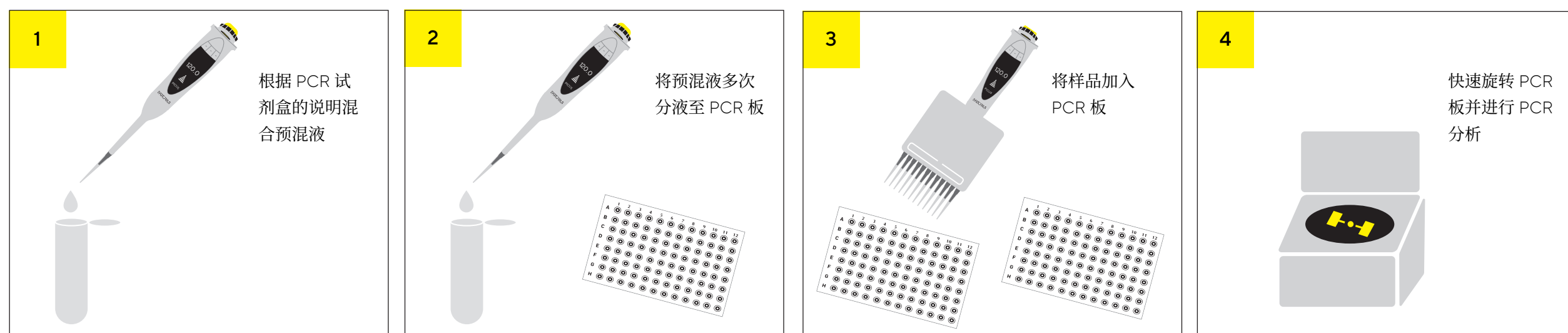


优化您的RT-PCR样品制备

使用更少的时间和吸头，同时也能最大限度降低差异

电动移液器是您处理类似逆转录酶 PCR（RT-PCR）样品制备这样需要在多孔板中重复移液的方案的理想选择,能帮助您节约时间并提高精确性。Picus® 电动移液器采用人体工程学设计，方便操作，并配备有孔板向导功能，可避免出现用户操作错误，从而降低 PCR 实验的不一致。使用具有多次分液功能的电动移液器代替手动移液器，优化 96 孔板（96Wp）和 384 孔板（384WP）制备工作流程。

96WP样品制备

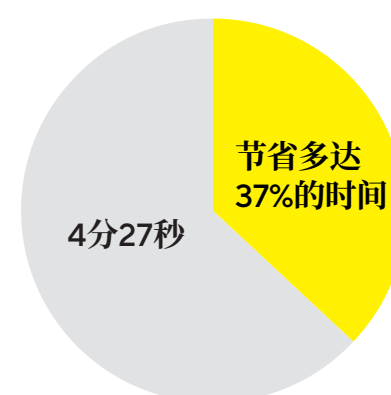


与手动移液器相比，使用单道电动移液器进行多次分液可节省多达 37% 的样品制备时间。

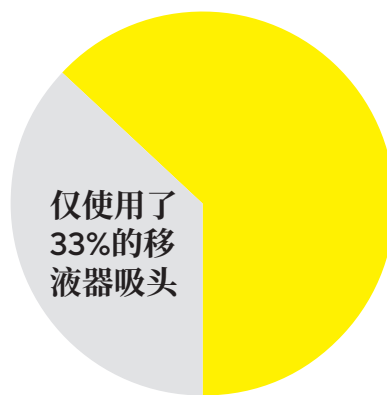
使用多道电动移液器对预混液和样品进行多次分液，可节省多达 40% 的样品制备时间。仅需 33% 的移液器吸头就能获得三份的多次分液样品。

制备所用时间和节省的吸头是从 96 孔板多次分液三份样品的工作流程中得出的。

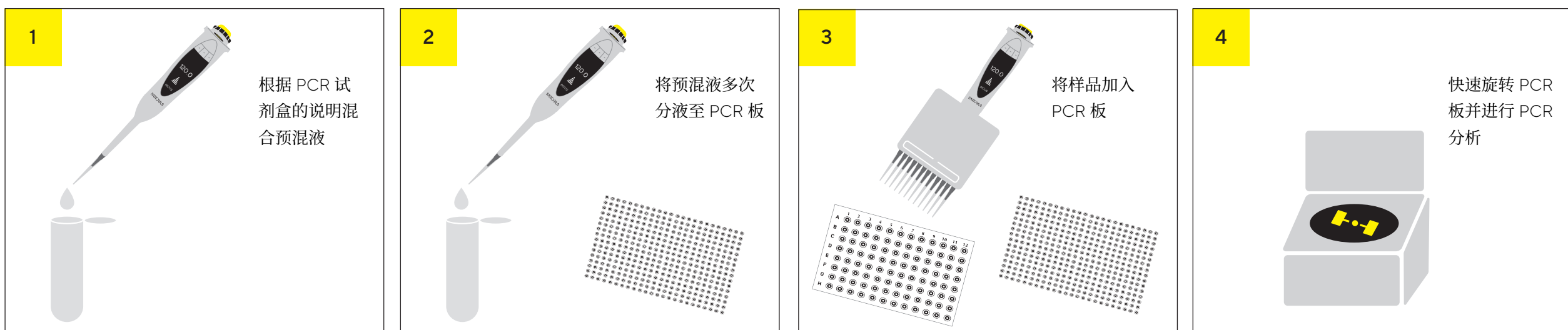
与手动移液器相比的样品制备时间



与手动移液器相比的吸头使用量



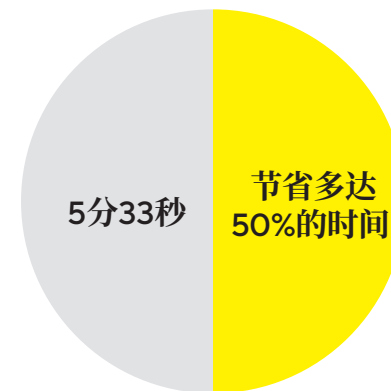
384WP样品制备



将预混液多次分液到 384 孔板中并多次分液三份样品，可节省多达 50% 的样品制备时间。

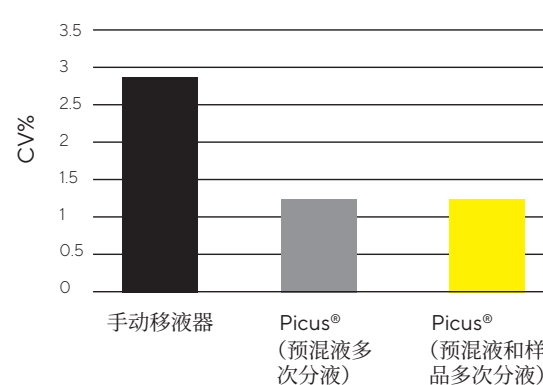
所报告的样品制备节省时间是从分液的工作流程中得出的，即对试剂储液槽中的预混液分液并将 96WP 中的样品多次分液成三份样品。

与手动移液器相比的样品制备时间

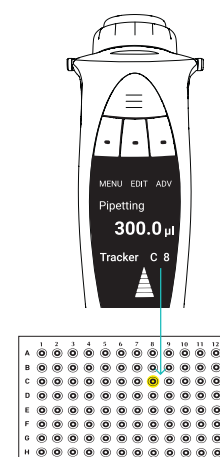


最小化实验差异

使用电动移液器对预混液多次分液，以降低下游 PCR 实验的不一致。给样品多次分液 (技术性重复) 可进一步降低重复样品之间的不一致。



孔板向导功能可帮助用户避免移液到 96WP 和 384WP 的错误孔中。



规划 PCR 实验时的有用提示：

- 额外配制 10%（体积）的预混液，以平衡移液过程中的损失。
- 如果使用多道移液器分配预混液，请使用死体积极小的试剂储液槽。
- 请使用不含 DNase、RNase、人类 DNA 和 PCR 抑制剂的无菌 SafetySpace® 滤芯吸头。
- 移取预混液或小体积液体时，请使用移液器的反向移液或多次分液模式。
- 通过移液或在密封孔板后涡旋振荡，以彻底混合样品、对照品和预混液。Picus® 移液器的混合功能可自动混合（减少拇指压力）并能提高整个实验室的移液一致性。
- 用光学粘附膜密封 PCR 板或使用适当的盖子密封 PCR 反应管。
- 在离心机 (1,000 x g, 30 s) 中旋转 PCR 板或反应管。
- 使用与您的孔板兼容的离心机转子：赛多利斯 Centrisart® G-16C 和 Centrisart® G-26C