

Tecan D300e

超微量加样仪。

皮升级加样，实验微量化



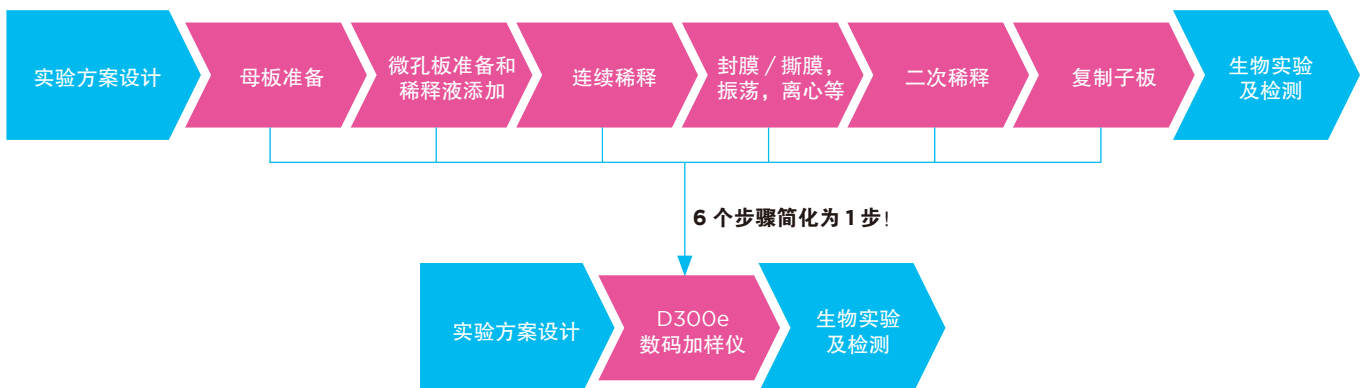
简化实验建立

药物研发中，重复的手动移液和费力的梯度稀释将成为过去。Tecan D300e 超微量加样仪可以自动地向微孔板的任意位置中加入指定体积的液体，快速而又简单。您仅需将液体添加到加样头中，仪器即可替您完成剩余的加液操作。

节省高达 90% 的时间

- 去除不必要的中间移液步骤，使您可以在很短的时间内设计并运行实验。
- 减少手动移液步骤，使科学家可以专注于更重要的工作，降低重复性劳损。
- 简单而又精妙的软件设计及应用导向的界面，大大提高实验通量。
- 自动计算所需的浓度和体积，使您更快速、更简单地完成微孔板布局。
- 样品直接加入微孔板或细胞板中。

真正的创新型皮升级加样仪，D300e 将多达六个实验步骤简化为一步，大大提升速度，更简单，更高效。



节省时间和试剂

操作简便

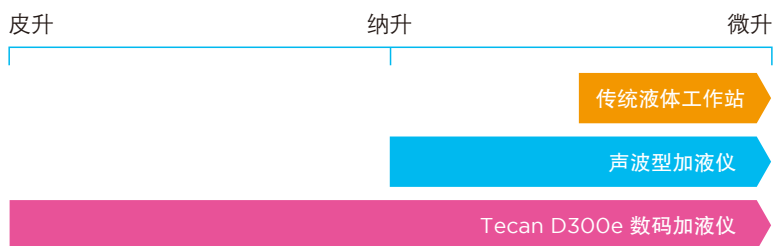
- 软件界面简洁、易用，引导使用者完成所有的操作，大大减少培训的需要
- 软件内置编程向导，极大降低了创建复杂微孔板布局的难度
- 高亮显示正确的加液位置，使操作更准确

出色的灵活性

- 可对 DMSO、水溶液（含表面活性剂）和 PCR 预混合液进行加液，适用于大分子和小分子应用
- 提供了极宽的精确加液范围，从 11 p l 到 10 μ l
- 可向各种微孔板的任意孔中添加指定体积的液体

突出的动态加样范围

与其它加样设备相比，D300e 具备出色的动态范围，可直接向微孔板移液，避免了繁琐的连续稀释。



非同寻常的自信

- 高质量、可重复的分液性能，可在多个用户，甚至多个地点得到同样优质的数据，减少重复实验
- 使用一次性的加样头进行非接触加液，消除交叉污染的风险
- 最小化死体积，节约珍贵的样品，降低成本

实验建立 的完美工具。

兼容 DMSO 及水性溶液 * 的分液能力，D300e 能够满足各类型实验室的广泛应用需要。

应用领域	任务	描述
蛋白质药物 / 生物药物研发	实验建立	用于生成评价生物制剂的剂量-反应曲线
	基因组学	(q)PCR 体系构建
酶学	实验体系构建	核苷酸的小体积加液
	酶谱分析	酶、底物、抑制剂的独立梯度稀释
小分子药物发现	ADME/ 质谱检测	加标准品与质控品
	细胞学实验	直接在细胞板中建立剂量反应曲线
	生化实验	直接在反应板中建立剂量反应曲线
	生化实验	协同实验中化合物或抗生素的小体积加液
化妆品	成分检测	建立活性物质的剂量反应曲线

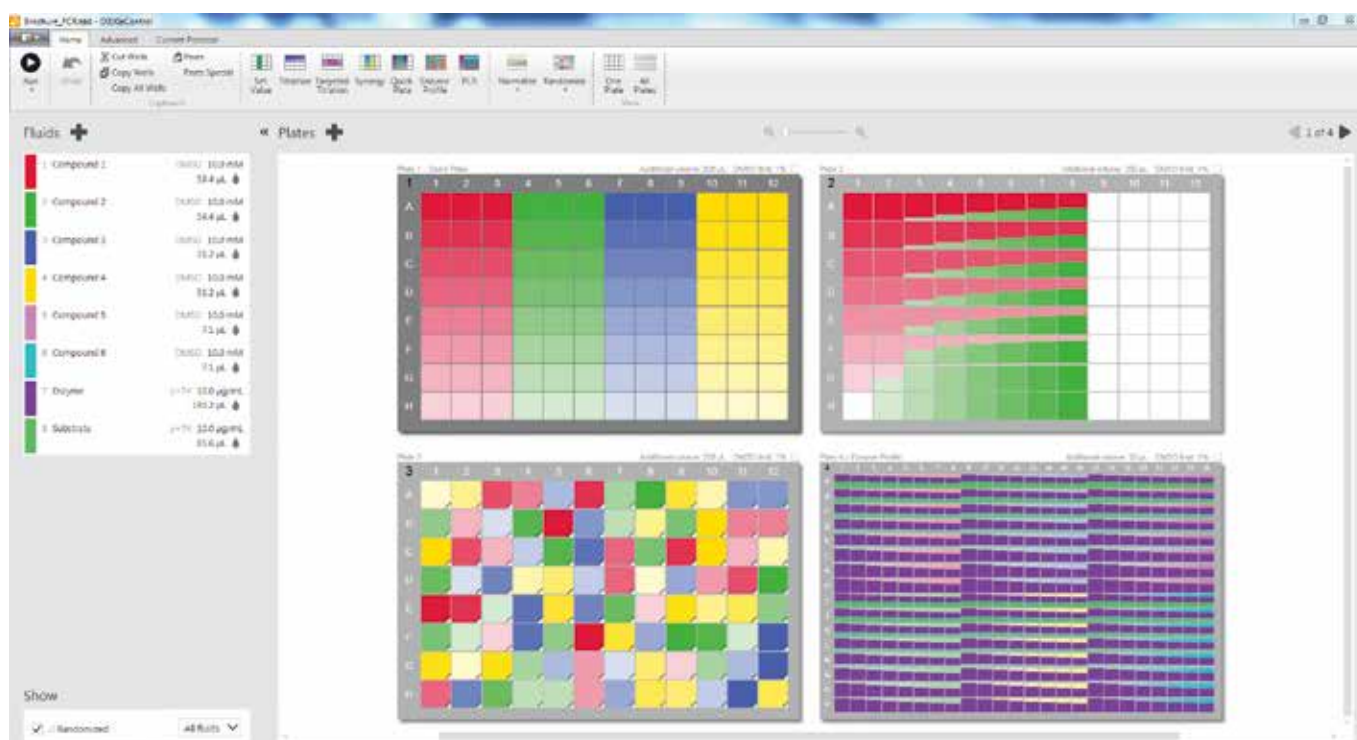
* 含表面活性剂的水溶液



从程序设计到运行，D300e Control 软件简化了每一个分液步骤，使操作更快速、更简单，实验更可靠。

程序编辑 / 设置

- 丰富多彩的图形界面使设计和定义微孔板布局更简单
- 快速配置你的实验板布局，兼容 12-1,536 孔板
- 只需输入样品终浓度，软件将自动计算正确的加液体积——完全不需要手动计算
- 一键设置样品随机分布，可避免实验中的边缘效应；一键恢复样本顺序，实现样品正常分析
- 一键自动补足 DMSO 或其他稀释液，确保所有孔的反应体系一致



可向各种微孔板的任意孔加指定体积的液体，提供了十足的实验灵活性及几乎无限的微孔板布局选择

提高日常分液的速度和效率。

D300e Control 向导使复杂的编程变得简单，每个人都可使用，无需“超级用户”。

应用向导

- **滴定向导**用于快速构建稀释曲线。
- **协同向导**用于两个或多个化合物的组合筛选。
- **酶向导**使哪怕最复杂酶学实验日常化。
- **PCR 向导**实现 (q)PCR 反应小型化，节约样品和试剂。
- **预定义液体分类**确保每次都能获得准确和精确的结果。

运行时

- **摘要预览**可允许您在加样开始前进行再次核实。
- **模拟模式**有助于在运行之前识别可能的编程错误。
- **实时显示**实际的加液量可确保更高的准确性和可信心。

- **加载向导**指示正确的母液添加位置，引导用户完成母液加载过程。



简化 PCR 体系构建

PCR 向导用于简便直观地设置 (q)PCR 反应
 仅需四步，即可创建属于自己的反应布局。

1. 指定液体，包括预混液、引物和样品等



2. 输入期望的终体积或终浓度



3. 根据需要制定标准曲线



4. 点击多个选项确定板布局



5. 运行实验

小体积， 大效果。



仅供研究使用—不可用于诊断。

澳大利亚 +61 3 9647 4100 奥地利 +43 62 46 89 33 比利时 +32 15 42 13 19 中国 +86 21 220 63 206 丹麦 +45 70 23 44 50 法国 +33 4 72 76 04 80
德国 +49 79 51 94 170 意大利 +39 02 92 44 790 日本 +81 44 556 73 11 荷兰 +31 18 34 48 17 4 新加坡 +65 644 41 886 西班牙 +34 93 490 01 74
瑞典 +46 8 750 39 40 瑞士 +41 44 922 89 22 英国 +44 118 9300 300 美国 +1 919 361 5200 其他国家 +43 62 46 89 33

Tecan Group Ltd. 尽力确保本出版物中信息是准确、最新的，但可能存在遗漏或错误。因此，Tecan Group Ltd. 不对本出版物中信息的准确性和完整性作出任何暗示或明示的承诺。本出版物如有变更，不另行通知。所有提及的商标均受法律保护。本出版物中提及的商标和设计通常是 Tecan Group Ltd. (瑞士 Männedorf) 的商标或注册商标。完整清单参见 <http://www.tecan.com/trademarks>。此清单中未包含但出现在本出版物中的产品名称和公司名称可能是其他所有人的商标。如需了解本文档中规格的技术参数，请联系当地 Tecan 销售代表。

Tecan 是 Tecan Group Ltd. (瑞士 Männedorf) 在多个主要国家的注册商标。
© 2016 Tecan Trading AG, 瑞士, 版权所有。



www.tecan.com

TECAN.

