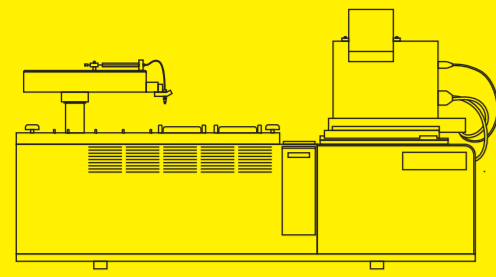


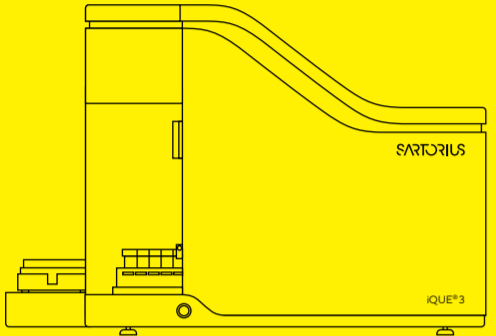
生物制剂分子开发工作流程— 赛多利斯为每个工艺步骤提供 解决方案

简化并加速生物制剂开发流程
从概念化到候选分子



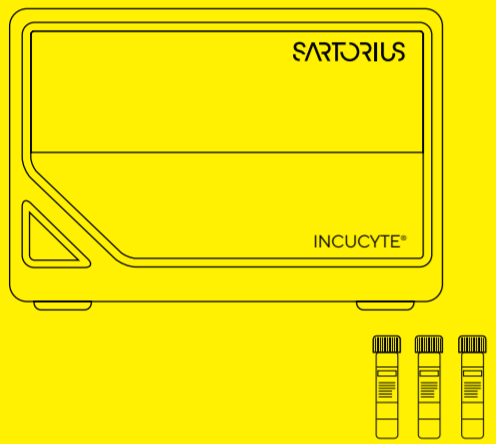
CellCelector 自动细胞成像和检索平台 - 选择和筛选单细胞进行抗体探索

- 高通量单血浆 B 细胞和杂交瘤克隆筛选, 进行抗体探索
- 不同细胞类型的大规模并行共培养, 进行功能研究
- 稀有单细胞检测和分离



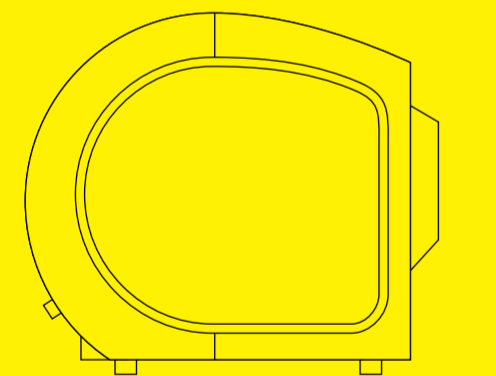
iQue® 高通量流式细胞术平台 - 高内涵、多参数的结果带来更多洞察力

- 文库筛选仅需几天, 告别数月等待
- 样品体积低至 1 μL, 降低试剂成本
- 筛选悬浮液中的细胞和其天然构象中的靶标



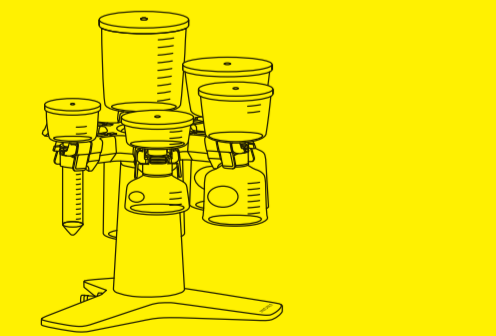
Incucyte® 活细胞分析系统 可在培养箱内直接进行实时活细胞 成像和分析

- 配合使用非干扰 Incucyte® 试剂, 以检测动态生物变化
- 测量抗体治疗对靶细胞的动力学效应
- 并行容纳多个用户和应用程序



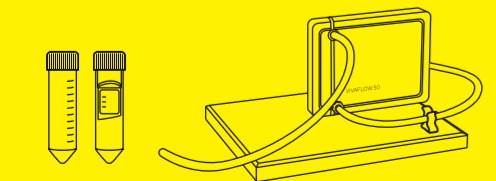
Octet® 非标记分子互作分析系统

- 可并行处理多达 96 个样本
- 通过 BLI 进行无损实时分析
- 直接在未纯化样品中测量定量或结合动力学
- 利用 BLI 直接测量未纯化样品中的定量或结合动力学
- 基于 SPR 的高质量目标化合物的特性分析



Sartoclear Dynamics® Lab V 套装

无需离心, 一步收获细胞培养上清中的蛋白



Vivaspin® 超滤管、VivaFlow® 超滤膜包和 Vivapure® 离子交换型离心纯化柱

抗原抗体的浓缩、换液和纯化

