

类器官和 3D 细胞模型在生物医学研究与发现中的应用

3D 细胞模型，例如患者特异性和 iPSC 衍生的类器官和球体，能够以更高的精准度和细节揭示作用机制，从而加速更有效治疗方案的开发。

赛多利斯为类器官、肿瘤球等 3D 细胞模型的自动化、标准化生成，获取、多重筛选以及实时、人工智能驱动的特征提供解决方案。



极速增效

市场领先的细胞分析仪器
和试剂



智能分析

深入的预测性洞察力可以
带来更好的临床结果



简化流程

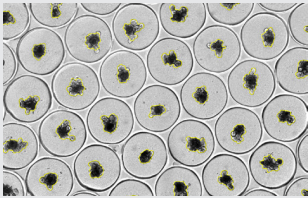
简化的实验准备和直观的软件
将指导您研究的每一步



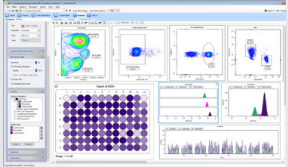
降本增益

提前捕捉不良影响，减少
后期失败率

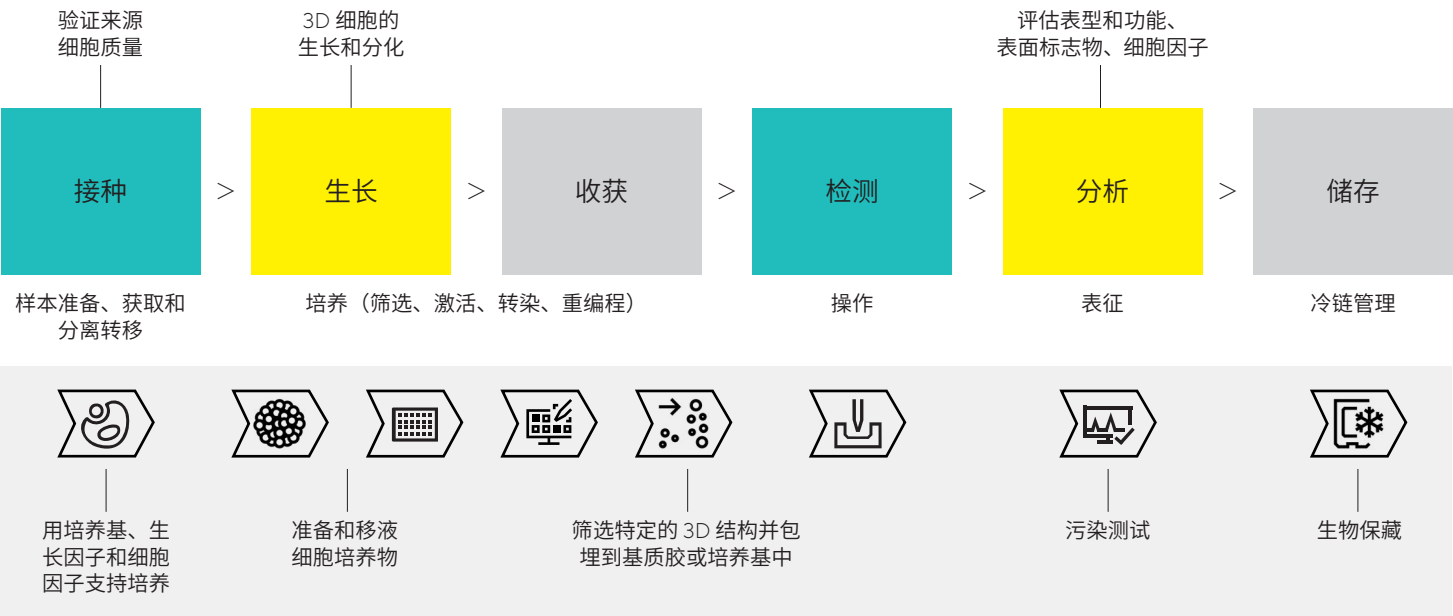
3D 细胞培养工作流程、应用及解决方案



Incucyte® 实时活细胞分析系统及类器官分析软件，能够自动对焦定位并分析类器官，提供关于形态、大小和计数的有力数据。



全新 iQue® 5 高通量流式细胞分析仪，以超快的速度从微量和珍贵的细胞样本中获取高内涵的表征和功能数据。



更多资料



扫码下载《类器官分析指南》、
《iPSCs 在疾病模型中的进展与前景》

