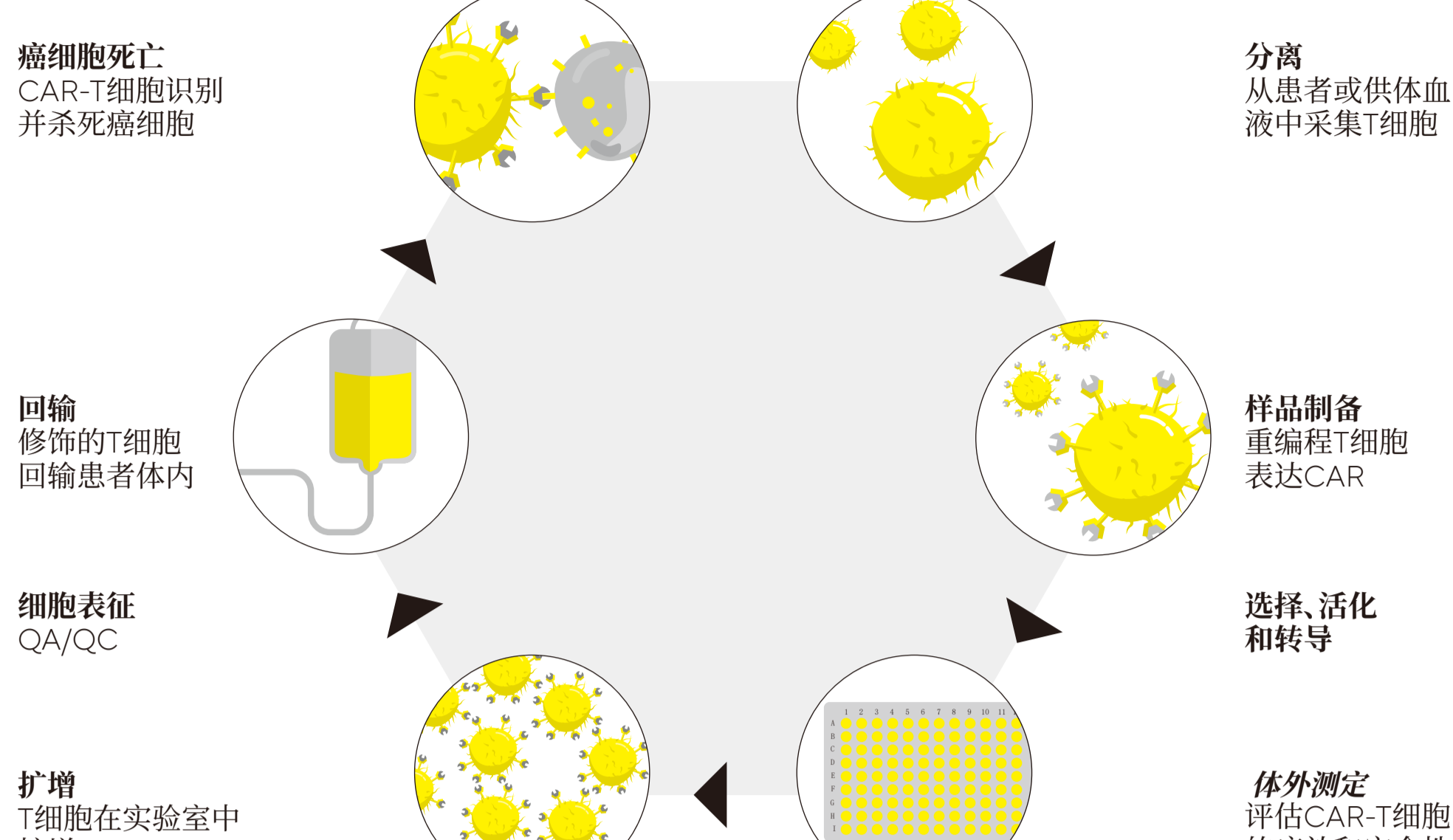


CAR-T发现与开发 挑战与应对

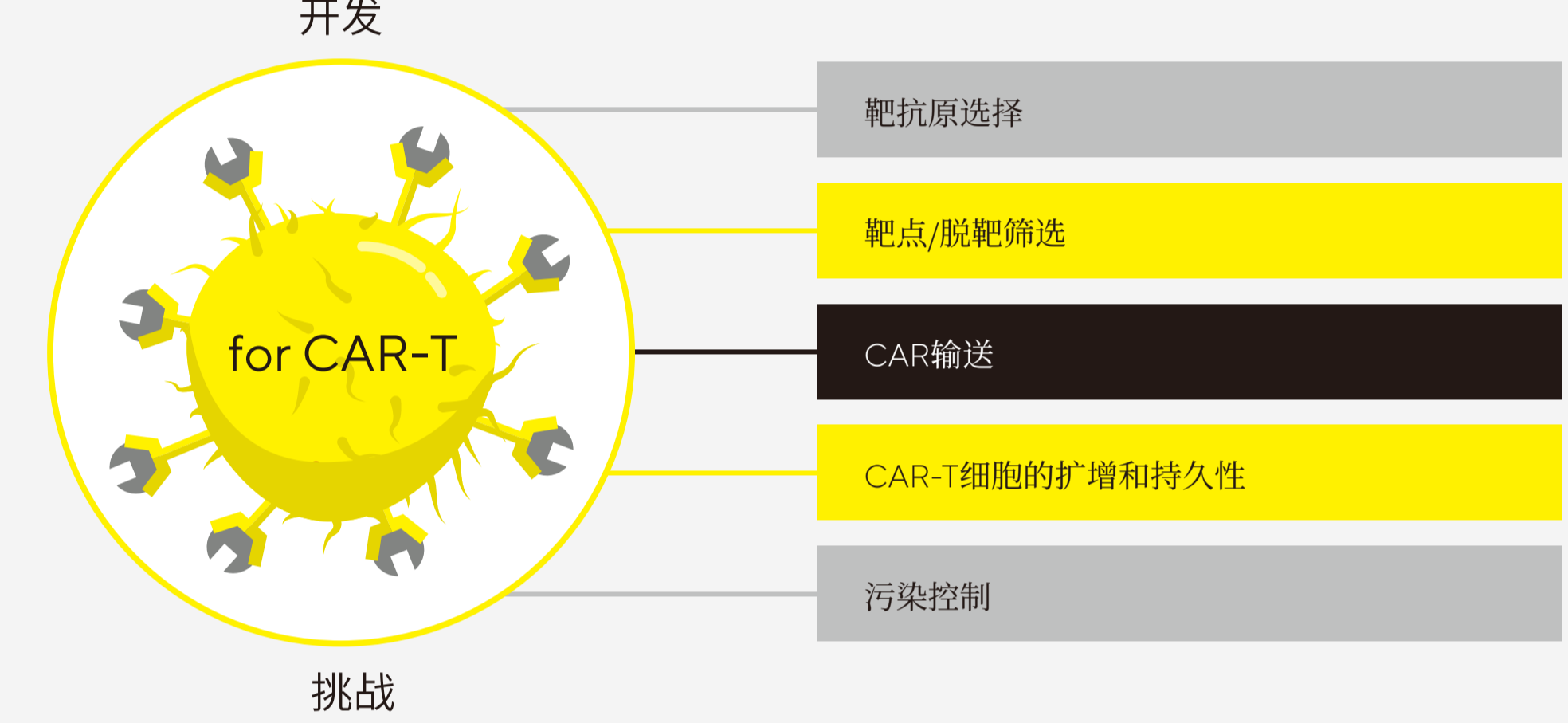
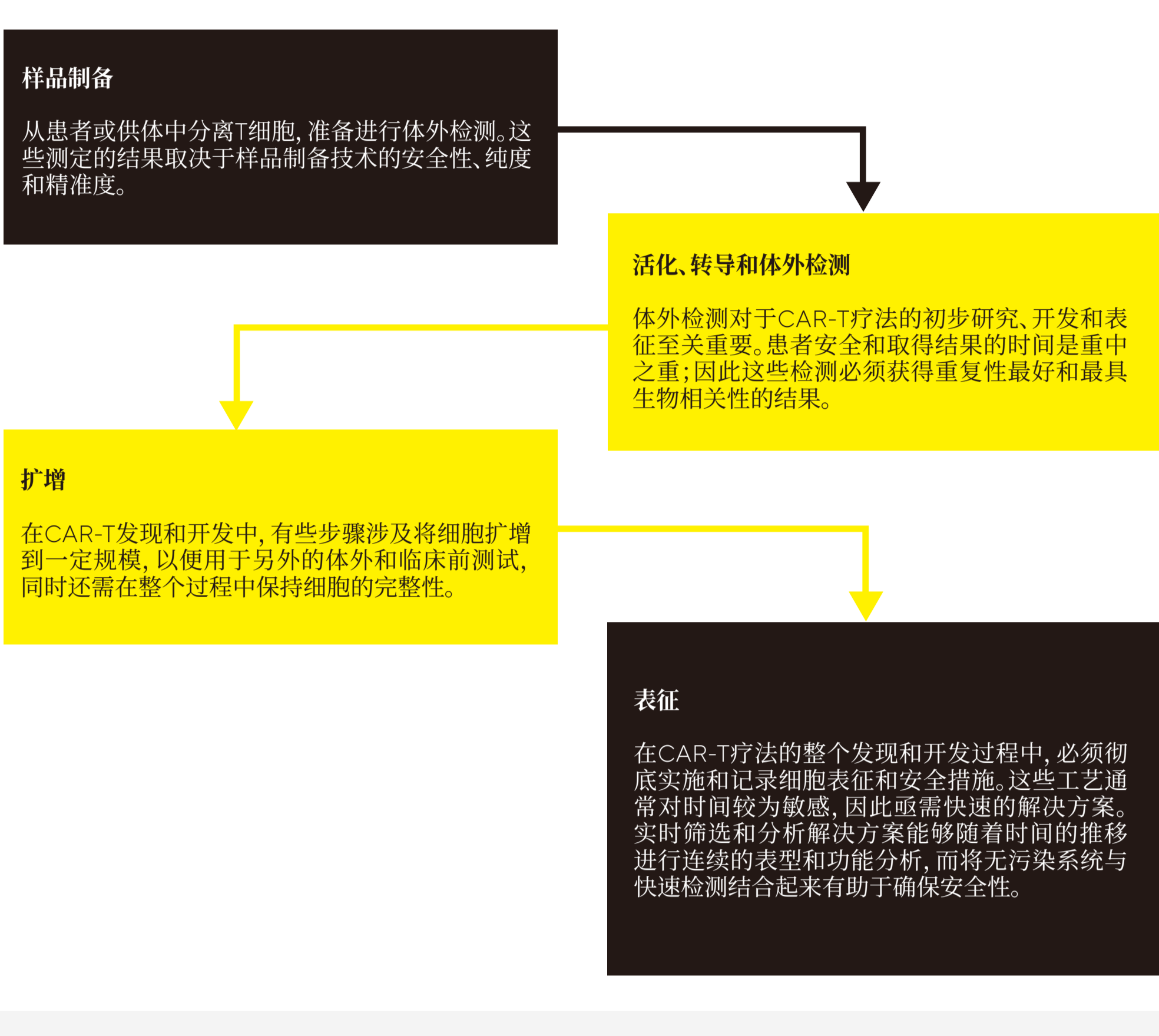
嵌合抗原受体T细胞(CAR-T)疗法是颠覆医学领域的一大关键免疫疗法。该技术需要对免疫细胞进行重新编程,以使它们能够识别并杀死癌细胞。

从发现到开发, CAR-T疗法因其复杂性而面临着严峻的挑战。以下信息图概述了开发CAR-T疗法的整个过程,并展示了一些关键挑战以及克服这些挑战的解决方案——使科学家对新一代CAR-T疗法的安全性、疗效和完整性重拾信心。

CAR-T 疗法的工作原理



CAR-T疗法的发现和开发步骤



为CAR-T的发现和开发树立信心

鉴于CAR-T细胞疗法研究和开发的复杂性, 再加上癌症生物学的不断发展, 使得该疗法在发现和开发流程的各个阶段充满了挑战。科学家可以通过解决方案改善以下方面来应对这些挑战:



为您工作流程的每一步选用最佳解决方案

Incucyte® 活细胞分析系统

利用Incucyte® 活细胞分析系统, 自动实时捕捉和分析细胞培养2D 和3D 图像。该创新方案可用于:

- 样品制备
- 体外检测、选择、活化和转导
- 表征



Intellicyt® iQue3

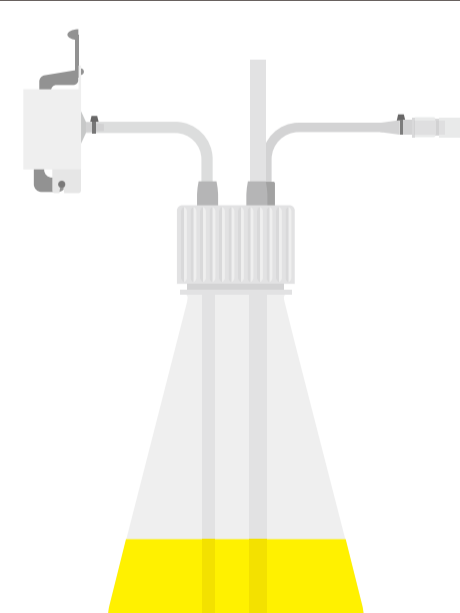
利用Intellicyt® iQue3 先进的流式细胞术平台, 只需少量样品即可实现快速、可靠的高通量分析。该创新方案可用于:

- 体外检测、选择、活化和转导
- 表征

Mycop® CCX 细胞扩增系统

利用MYCAP® CCX 细胞扩增系统, 无需使用生物安全柜即可实现安全、可重复的细胞培养扩增。该创新方案可用于:

- 细胞扩增



Virus Counter® 平台

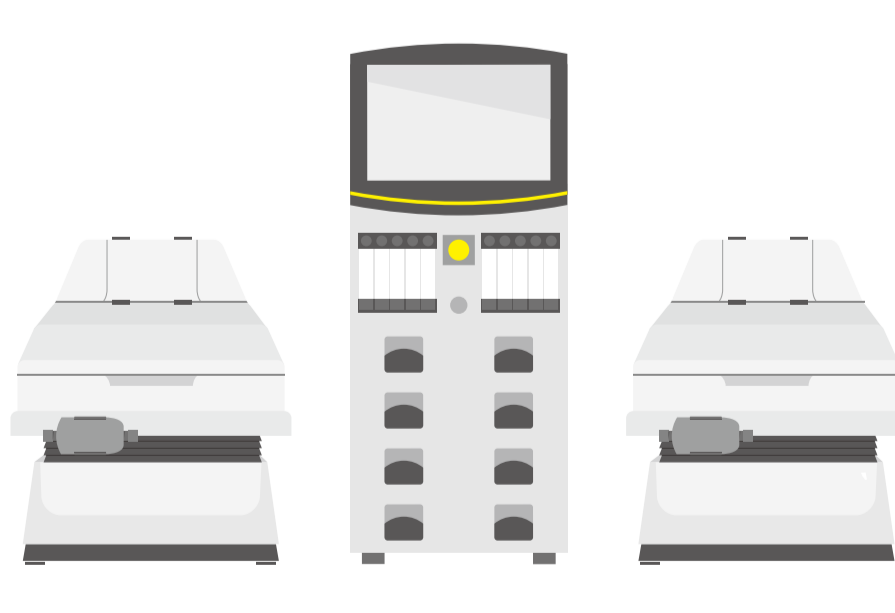
利用Virus Counter® 平台实现快速、可重复的总病毒颗粒测量。该创新方案可用于:

- 样品制备
- 体外检测、选择、活化和转导
- 表征

Biostat® RM TX 生物反应器

利用BIOSTAT® RM TX 生物反应器进行自体T细胞的体外扩增。该创新方案可用于:

- 细胞扩增



Microsart® 快速检测试剂盒

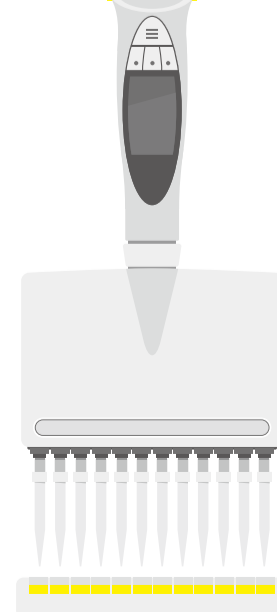
利用Microsart® 快速检测试剂盒轻松快速地检测污染物。只需3小时即可检测细菌和真菌污染。该创新方案可用于:

- 体外检测
- 扩增
- 表征

电动Picus® 和手动Tacta® 移液器

凭借多功能电动Picus® 和手动Tacta® 移液器, 实现快速可靠的液体转移, 同时减少用户之间的差异。该创新方案可用于:

- 样品制备
- 体外检测、选择、活化和转导
- 细胞扩增
- 表征



有关赛多利斯CAR-T发现与开发解决方案的更多信息, 请访问www.sartorius.com.cn/car-t-research