

赛多利斯
Incucyte®
在培养箱中进行活细胞分析

Simplifying Progress

SARTORIUS

创新永不停歇

当您的细胞在组织培养箱的稳定环境中静止不动时，可以对其进行数天、数周甚至数月的分析。凭借 Incucyte® 的用户友好界面和强大的仪器及解决方案，普遍细胞生物学家都可以动态了解所培养细胞模型的健康状况、形态、运动和功能。



提出新问题

- 利用灵活的平台探索常规和复杂问题。
- 设计新的实验方法，最多可提供五个活细胞荧光通道和 HD 相位成像。



保护您的细胞

- 分析过程中使细胞在培养箱中保持静止状态，不受干扰。
- 采用特制的活细胞标记试剂或无标记法，维持细胞健康并减少伪影。



获取新答案

- 实时连续分析，避免丢失任何数据点
- 分析特定细胞类型和时间依赖性的生物活性。



提高生产力

- 最多可并行放置六个微孔板，以满足多用户、多应用的平行检测需求。
- 软件无许可限制，可在联网 PC 上实时查看实验结果。

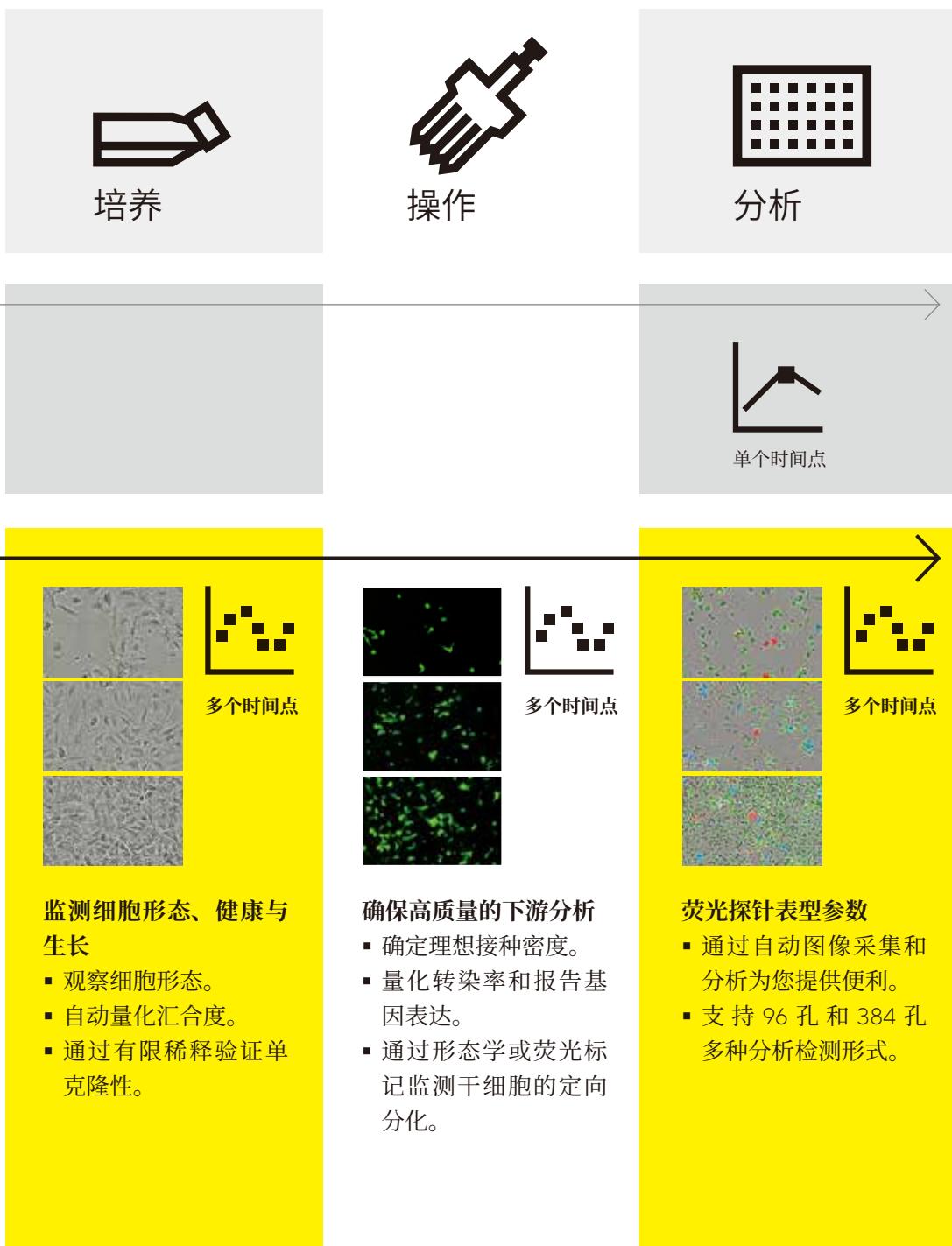


更多信息请访问

<https://www.sartorius.com.cn/products/cell-analysis/incucyte-live-cell-analysis-system>

实时检测和 精确量化

无论您只是想通过提高细胞培养质控水平从而改善实验结果，或是研究复杂的细胞间相互作用，Incucyte® 都可以满足您的需求。通过可更换的托盘支持多种细胞培养容器，包括培养瓶、培养皿或多孔板等，使您的工作流程无缝衔接。



推动研究与开发 前沿技术

Incucyte® 应用解决方案可帮助您加速新发现。该系统为多种细胞类型而设计，从增殖的肿瘤细胞，到悬浮的免疫细胞，亦或敏感的原代细胞，均可快速获得新的见解。Incucyte® 的特殊设计使样品保持静止状态，不会中断培养过程，从而对珍贵细胞的干扰尽可能降低。

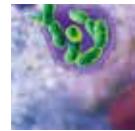
治疗领域



肿瘤学



肿瘤免疫学



免疫学



神经科学

细胞健康与增殖

- 细胞计数
- 细胞活性
- 细胞凋亡
- 细胞毒作用
- 肿瘤球
- 细胞周期
- ATP 代谢 新增
- 线粒体膜电位 新增

细胞功能

- 免疫细胞杀伤
- 抗体内化
- 吞噬作用
- NETosis
- 神经元活动
- 血管新生
- 活细胞免疫化学

细胞运动与形态

- 划痕试验
- 细胞迁移
- 细胞侵袭
- 趋化作用
- 免疫细胞活化
- 神经突生长
- 肿瘤球侵袭

全天候分析

凭借 Incucyte® 强大的自动化工作流程，
研究可日夜持续进行。

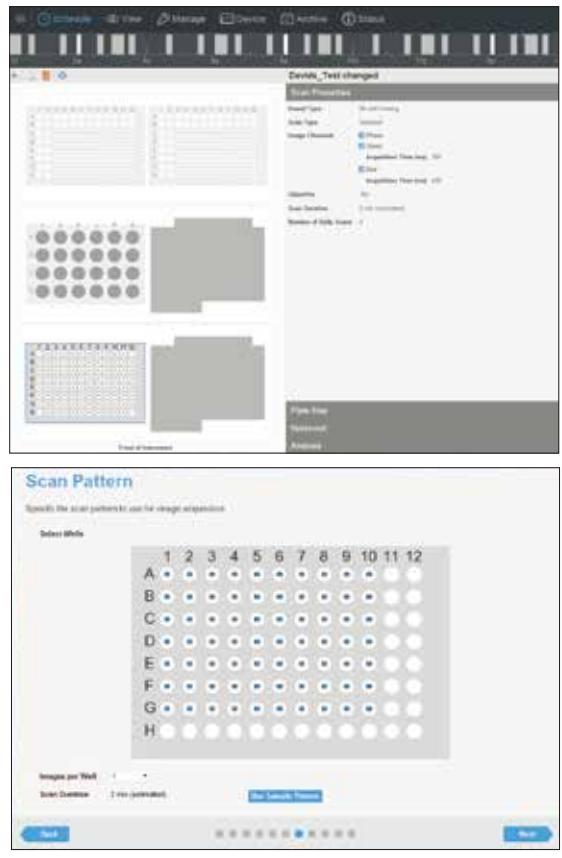


1. 简单、灵活的样本制备

- 实验方案均经过验证，有效减少问题发生。
- 采用 Incucyte® 无干扰的活细胞试剂减少人为影响。

2. 实验设置和远程控制

- 用户友好的向导式的实验设置。
- 兼容 600 多种培养容器。



向导式界面便于快速设置实验，即使是首次使用的用户。

更多信息请访问

<https://www.sartorius.com.cn/products/cell-analysis/incucyte-live-cell-analysis-system>

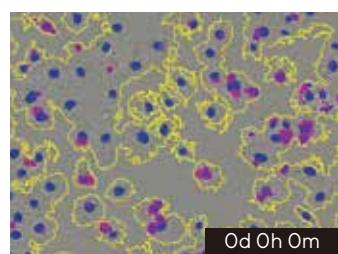
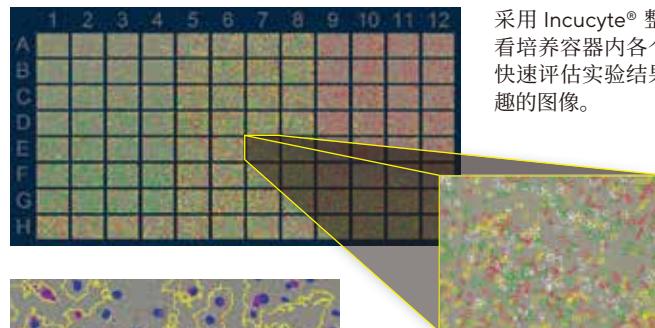
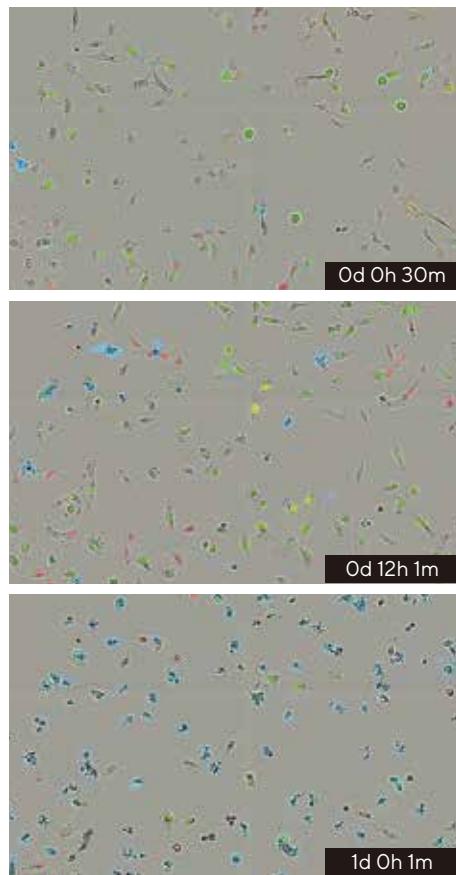


3. 实时获取并查看图像

- 可从多达五个荧光通道中选择，及 HD 相位成像。
- 整板视图可快速查看结果。

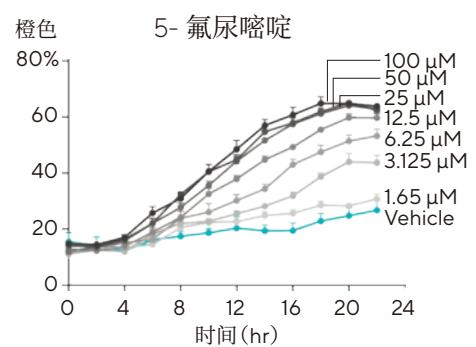
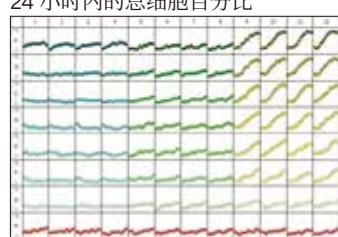
4. 实时分析

- 高效且可重复的图像分析。
- 强大的图像可视化和动态量化，包括 IC₅₀。
- 通过安全可靠的软件远程访问，可随时随地查看您的实验。



通过 Mask 自动识别感兴趣的区域。

G1 期的 HT1080 细胞（橙色）
24 小时内的总细胞百分比



生成可供发表的延时图表。

采用 Incucyte® 整板视图查看 96 板或 384 孔板的动态趋势并导出数据，计算 EC₅₀ 或 IC₅₀ 剂量响应曲线。

随时间推移自动获取图像。

Incucyte® 系统产品线

全系列产品，
满足不同需求及预算。

从主力产品 Incucyte® S3，到高性价比的 SX1，再到新成员，突破性的 SX5，我们致力于简化流程，实时洞见，满足各种不同规模实验室的需要。



通过远程网络访问可为整个研究团队提供支持。
可在舒适的办公室或家中进行实时决策。

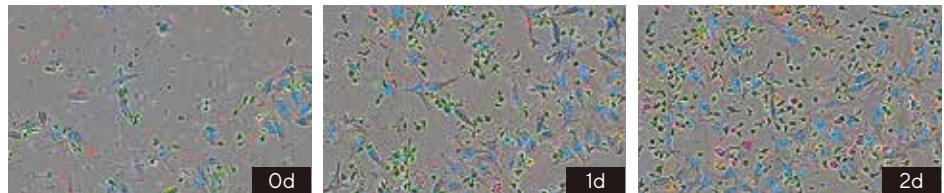


Incucyte® SX5

与时俱进的活细胞分析技术。

更多色彩

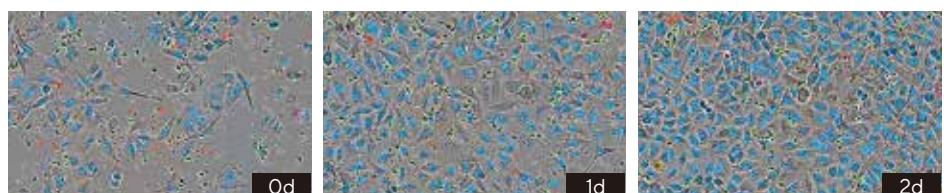
激活的 PBMC



更多发现

更多可能

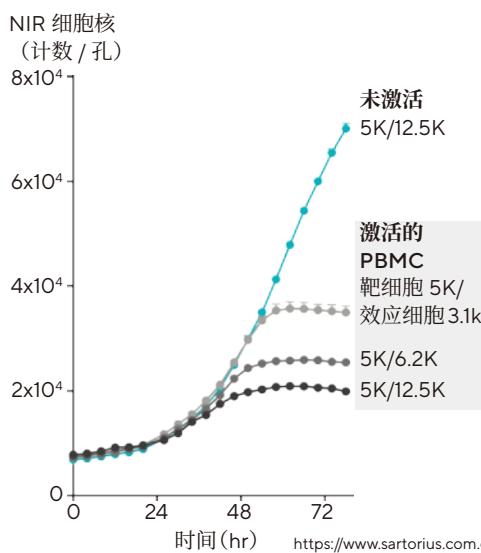
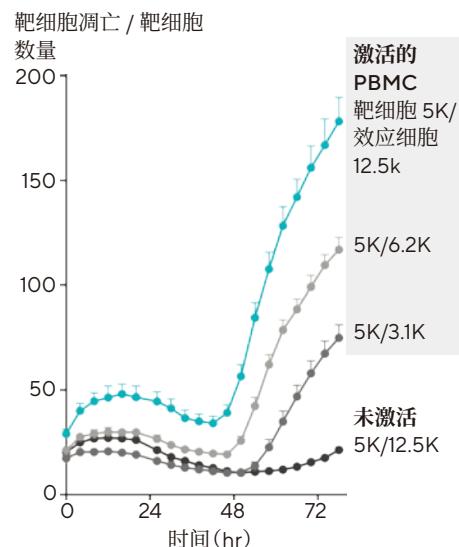
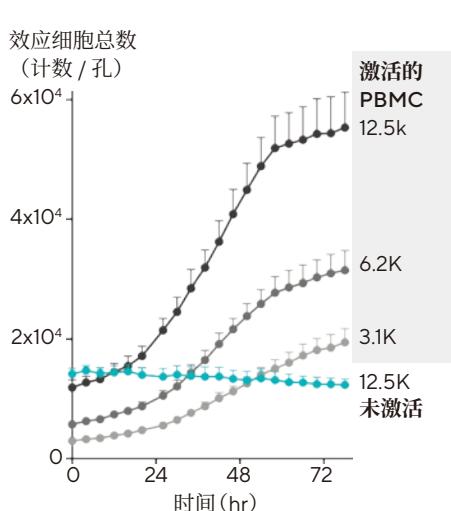
未激活的 PBMC



实现您的研究目标

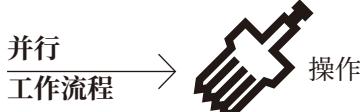
从每个样品获取更多信息，探索更多应用。支持多达五个荧光通道（同时可使用三个）进行长时程活细胞实验。通过一个平台，即可完成复杂的免疫 - 肿瘤细胞相互作用、神经元共培养突触活动，癌细胞代谢等研究。

新型的三色光学模块正在申请专利，包括长波长、低光毒性 NIR 通道及试剂，以满足三色荧光标记的应用。



主要特点

- 先进的应用方案。
- 支持多用户使用。
- 支持多达五种荧光通道，一次最多可使用其中三种。
- 搭载 4 倍、10 倍和 20 倍物镜的自动物镜转盘。
- 支持三个可互换的样品托盘，兼容 600 多种培养容器，最多平行检测六个微孔板。



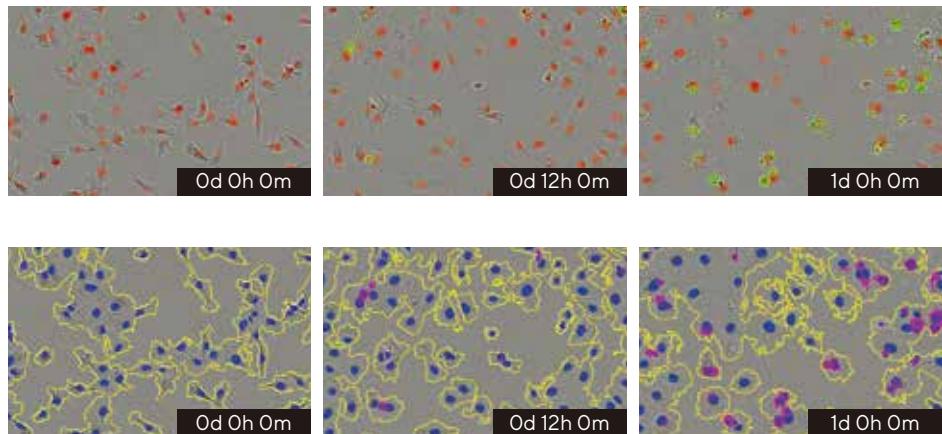
更多信息请访问 <https://www.sartorius.com.cn/products/cell-analysis/incucyte-live-cell-analysis-system>

Incucyte[®] S3

实时观察您的细胞动态。

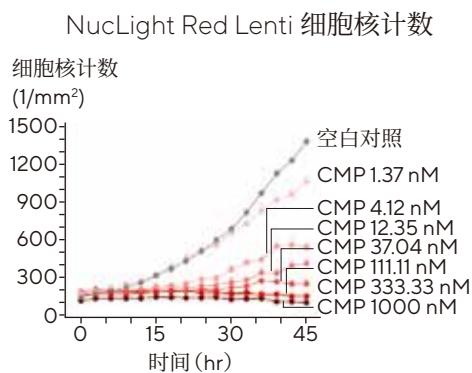
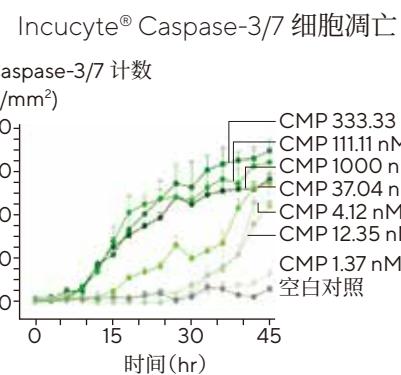
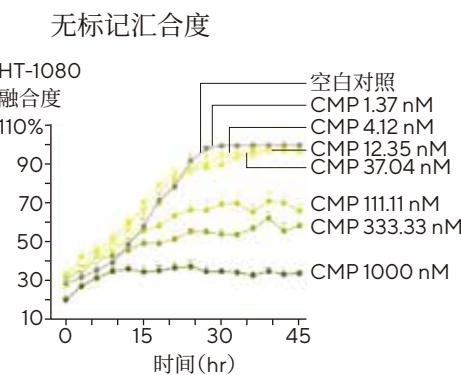
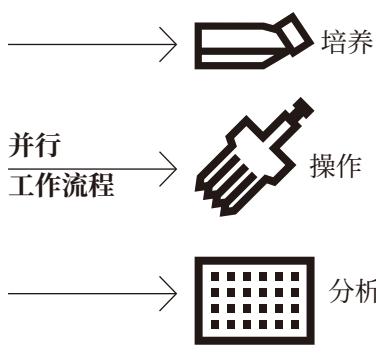
灵活的分析平台放置于标准细胞培养箱中，可对敏感的活细胞进行全天候（数天、数周或数月）的分析。

从细胞培养 QC、细胞操作、到微孔板分析，这款主力产品可在整个细胞检测流程中为您的团队提供支持。此外，所有用户均可在实验过程中远程查看实验进展。



主要特点

- 强大的应用解决方案。
- 支持多用户使用。
- 双色，红 / 绿或橙 / 近红外荧光及 HD 相位成像。
- 搭载 4 倍、10 倍和 20 倍物镜的自动物镜转盘。
- 支持三个可互换的样品托盘，兼容 600 多种培养容器，最多平行检测六个微孔板。



更多信息请访问

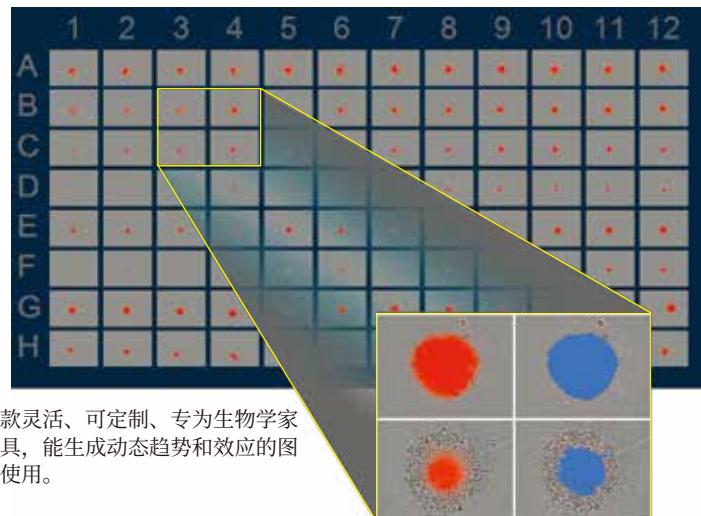
<https://www.sartorius.com.cn/products/cell-analysis/incucyte-live-cell-analysis-system>

Incucyte® SX1

活细胞分析的高性价比之选。

Incucyte® SX1 专为小型实验室设计，
助力您的细胞检测流程。避免错过重
要的发现。

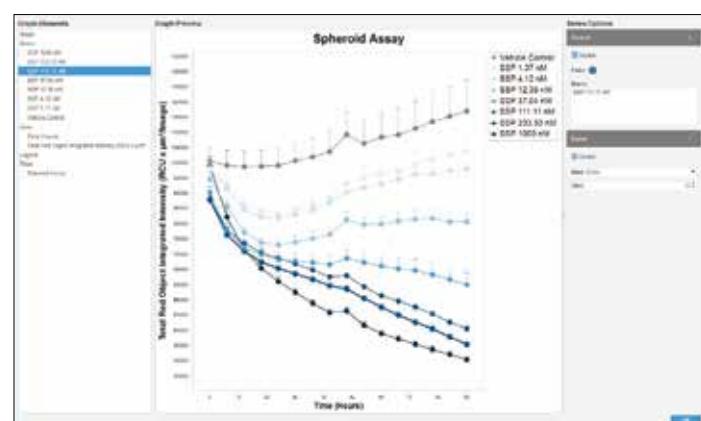
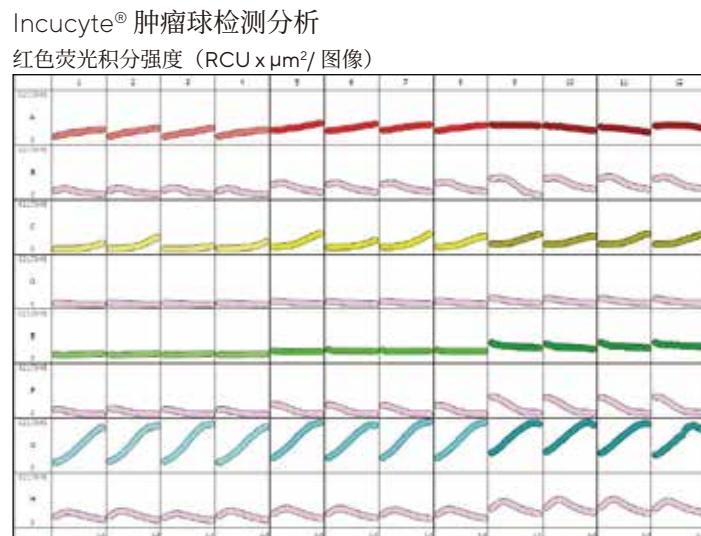
采用可互换的托盘，兼容培养瓶、培
养皿或多孔板，从细胞培养 QC 到分
析过程实现无缝衔接。



主要特点

- 强大的应用解决方案。
- 双色，红 / 绿荧光和 HD 相位成像。
- 搭载 4 倍、10 倍或 20 倍物镜。
- 可互换的样品托盘，兼容 600 多种培养容器、最多放置两个微孔板。

连续工作流程



Incucyte® 订购信息

实时活细胞分析系统与配件

产品	说明	目录号
所有型号 Incucyte® 系统包括:	<ul style="list-style-type: none">■ 标准图像采集和基本数据分析的非限制软件许可（某些特定应用需要附加模块）。■ 为期一年的软件和维保服务。■ 现场安装和培训。	
Incucyte® SX5 活细胞分析系统 *	包括图像采集和分析系统: <ul style="list-style-type: none">■ HD 相位 / 绿色 / 橙色 /NIR 光学模块。■ 4 倍、10 倍和 20 倍物镜自动转架。■ 27 TB 存储的控制器。	4816
Incucyte® S3 活细胞分析系统	包括图像采集和分析系统: <ul style="list-style-type: none">■ HD 相位 / 绿色 / 红色光学模块。■ 4 倍、10 倍和 20 倍物镜自动转架。■ 27TB 存储的控制器。	4647
Incucyte® SX1 活细胞分析系统	包括图像采集和分析系统: <ul style="list-style-type: none">■ HD 相位 / 绿色 / 红色光学模块。■ 27TB 存储的控制器。■ 需要单独配置至少一个物镜和一个托盘。	4788
Incustore® 存储单元	<ul style="list-style-type: none">■ 额外扩增 33 TB 内存，可用于 Incucyte SX5、S3 或 SX1	4689

* 了解更多产品信息，请访问 www.sartorius.com.cn



Incucyte® 活细胞分析系统 试剂与耗材

活细胞分析系统搭配 Incucyte® 试剂和耗材，为广泛的细胞健康、运动、功能等应用提供一体化解决方案。

Incucyte® 试剂不仅能够提高效率、保持细胞健康，还不会对细胞的增殖和形态产生干扰。致力于提供满足您应用需求的解决方案！

细胞凋亡与细胞毒性				
产品	颜色	数量	兼容性	目录号
Incucyte® Annexin V 绿色染料	■	1 支: 100 tests	SX1、S3、SX5	4642
Incucyte® Annexin V 红色染料	■	1 支: 100 tests	SX1、S3、SX5 (配置绿色 / 红色光学模块)	4641
Incucyte® Annexin V NIR 染料	■	1 支: 100 tests	SX5	4768
Incucyte® Annexin V 橙色染料	■	1 支: 100 tests	SX5	4759
Incucyte® Caspase-3/7 绿色染料	■	1 支: 20 µL	SX1、S3、SX5	4440
Incucyte® Caspase-3/7 红色染料	■	1 支: 20 µL	SX1、S3、SX5 (配置绿色 / 红色光学模块)	4704
Incucyte® Cytotox 绿色染料	■	5 支: 每支 5 µL	SX1、S3、SX5	4633
Incucyte® Cytotox 红色染料	■	5 支: 每支 5 µL	SX1、S3、SX5 (配置绿色 / 红色光学模块)	4632
Incucyte® Cytotox NIR 染料	■	1 支: 100 µL	SX5	4846

细胞增殖与细胞周期				
产品	颜色	数量	兼容性	目录号
Incucyte® Nuflight 绿色慢病毒 (puro)	■	1 支: 0.2 mL	SX1、S3、SX5	4624
		1 支: 0.6 mL		4475
Incucyte® Nuflight 绿色慢病毒 (bleo)	■	1 支: 0.2 mL	SX1、S3、SX5	4626
		1 支: 0.6 mL		4477
Incucyte® Nuflight 红色慢病毒 (puro)	■	1 支: 0.2 mL	SX1、S3、SX5 (配置绿色 / 红色光学模块)	4625
		1 支: 0.6 mL		4476
Incucyte® Nuflight 红色慢病毒 (bleo)	■	1 支: 0.2 mL	SX1、S3、SX5 (配置绿色 / 红色光学模块)	4627
		1 支: 0.6 mL		4478
Incucyte® Nuflight 橙色慢病毒 (puro)	■	1 支: 0.2 mL	SX5	4771
Incucyte® Nuflight NIR 慢病毒 (puro)	■	1 支: 0.2 mL	SX5	4805
Incucyte® Nuflight 快速红色染料	■	1 支: 50 µL	SX1、S3、SX5 (配置绿色 / 红色光学模块)	4717
Incucyte® Nuflight 快速 NIR 染料	■	1 支: 50 µL	SX5	4804
Incucyte® 细胞周期绿色 / 红色慢病毒 (puro)	■	1 支: 0.6 mL	SX1、S3、SX5 (配置绿色 / 红色光学模块)	4779
Incucyte® 细胞周期绿色 / 橙色慢病毒 (puro)	■	1 支: 0.6 mL	SX5	4809

肿瘤球				
产品	颜色	数量	兼容性	目录号
Incucyte® Cytolight 绿色慢病毒 (puro)	■	1 支: 0.6 mL	SX1、S3、SX5	4481
Incucyte® Cytolight 红色慢病毒 (puro)	■	1 支: 0.6 mL	SX1、S3、SX5 (配置绿色 / 红色光学模块)	4482

免疫细胞杀伤、激活和增殖				
产品	颜色	数量	兼容性	目录号
Incucyte® Annexin V 绿色染料	■	1支: 100 tests	SX1、S3、SX5	4642
Incucyte® Annexin V 红色染料	■	1支: 100 tests	SX1、S3、SX5 (配置绿色 / 红色光学模块)	4641
Incucyte® Annexin V NIR 染料	■	1支: 100 tests	SX5	4768
Incucyte® Annexin V 橙色染料	■	1支: 100 tests	SX5	4759
Incucyte® Caspase-3/7 绿色染料	■	1支: 20 µL	SX1、S3、SX5	4440
Incucyte® Caspase-3/7 红色染料	■	1支: 20 µL	SX1、S3、SX5 (配置绿色 / 红色光学模块)	4704
Incucyte® Cytolight 快速绿色染料	■	1支: 15 µg	SX1、S3、SX5	4705
Incucyte® Cytolight 快速红色染料	■	5支: 50 µg	SX1、S3、SX5 (配置绿色 / 红色光学模块)	4706
Incucyte® Cytolight 快速橙色染料	■	1支: 1 mg	SX5	4839

划痕细胞迁移和侵袭				
产品		数量	兼容性	目录号
Incucyte® Imagelock 96 孔板		50 块板	SX1、S3、SX5	BA-04857
		10 块板		BA-04856
Incucyte® 96 孔划痕器		1 个	SX1、S3、SX5	4563
Incucyte® 96 孔划痕器清洗槽		1 个	SX1、S3、SX5	5025-0191
Incucyte® 细胞迁移组合包		1 个 96 孔划痕器 (目录号 4563) 2 个 96 孔划痕器 清洗槽 (目录号 5025-0191) 15 块 Imagelock 板 (目录号 4379)	SX1、S3、SX5	BA-04858

趋化性细胞迁移和侵袭				
产品		数量	兼容性	目录号
Incucyte® Clearview 96 孔趋化板		1块板	SX1、S3、SX5	4582
		10 块板		4648
		50 块板		4599
Incucyte® ClearView 96 孔储板		10 块板	SX1、S3、SX5	4600
		100 块板		4601

免疫细胞化学				
产品	颜色	数量	兼容性	目录号
Incucyte® 小鼠 IgG1 Fabfluor-488 抗体标记染料	■	1个	SX1、S3、SX5	4745
③Incucyte® 小鼠 IgG1 FabFluor-488 染料				
③Incucyte® Opti-Green 背景抑制剂				
Incucyte® 小鼠 IgG2a Fabfluor-488 抗体标记染料	■	1个	SX1、S3、SX5	4743
③Incucyte® 小鼠 IgG12a FabFluor-488 染料				
③Incucyte® Opti-Green 背景抑制剂				
Incucyte® 小鼠 IgG2b Fabfluor-488 抗体标记染料	■	1个	SX1、S3、SX5	4744
③Incucyte® 小鼠 IgG12b FabFluor-488 染料				
③Incucyte® Opti-Green 背景抑制剂				
Incucyte® 小鼠 IgG1 Fabfluor-594 抗体标记染料	■	1支: 50 µg	SX1、S3、SX5 (配置绿色 / 红色光学模块)	4844
Incucyte® 小鼠 IgG2a Fabfluor-594 抗体标记染料	■	1支: 50 µg	SX1、S3、SX5 (配置绿色 / 红色光学模块)	BA-04863

 更多信息请访问

<https://www.sartorius.com.cn/products/cell-analysis/incucyte-live-cell-analysis-system>

抗体内化				
产品	颜色	数量	兼容性	目录号
Incucyte® 人 Fabfluor-pH 红色抗体标记染料	■	1支: 50 µg	SX1、S3、SX5 (配置绿色 / 红色光学模块)	4722
Incucyte® 人 Fabfluor-pH 橙色抗体标记染料	■	1支: 50 µg	SX5	4812
Incucyte® 小鼠 IgG1Fabfluor-pH 红色抗体标记染料	■	1支: 50 µg	SX1、S3、SX5 (配置绿色 / 红色光学模块)	4723
Incucyte® 小鼠 IgG2a Fabfluor-pH 红色抗体标记染料	■	1支: 50 µg	SX1、S3、SX5 (配置绿色 / 红色光学模块)	4750
Incucyte® 小鼠 IgG2b Fabfluor-pH 红色抗体标记染料	■	1支: 50 µg	SX1、S3、SX5 (配置绿色 / 红色光学模块)	4751
Incucyte® 大鼠 Fabfluor-pH 红色抗体标记染料	■	1支: 50 µg	SX1、S3、SX5 (配置绿色 / 红色光学模块)	4737

细胞代谢				
产品	颜色	数量	兼容性	目录号
Incucyte® CytoATP 慢病毒 (puro) ▪ Incucyte® CytoATP 慢病毒标记试剂 ▪ Incucyte® CytoATP 非约束性控制慢病毒 (puro) 标记试剂	■	1个	SX5 (配置 SX5 代谢光学模块)	4772
Incucyte® MMP 橙色试剂盒 ▪ MMP 橙色试剂 ▪ FCCP ▪ 抑制剂 Oligomycin A	■	1个	SX5	4775
Incucyte® Caspase-3/7 橙色染料 (代谢专用)	■	1支: 20 µL	SX5 (配置 SX5 代谢光学模块)	4776

神经元活动				
产品	颜色	数量	兼容性	目录号
Incucyte® Neuroburst 橙色慢病毒	■	1支: 0.2 mL	SX5	4736
Incucyte® Neuroactive 橙色试剂盒	■	1个	SX5	4761

神经突生长：单一培养和共培养				
产品	颜色	数量	兼容性	目录号
Incucyte® NeuroLight 红色慢病毒	■	2支: 每支 0.45 mL	SX1、S3、SX5 (配置绿色 / 红色光学模块)	4807
Incucyte® NeuroLight 橙色慢病毒	■	2支: 每支 0.45 mL	SX5	4808
Incucyte® Neuroprime 红色试剂盒	■	1个	SX1、S3、SX5 (配置绿色 / 红色光学模块)	4585
Incucyte® Neuroprime 橙色试剂盒	■	1个	SX5	4760
Incucyte® 大鼠皮质神经元	n/a	1支: 2×10 ⁶ 个细胞	SX1、S3、SX5	4753
Incucyte® 大鼠星形胶质细胞	n/a	1支: 2×10 ⁶ 个细胞	SX1、S3、SX5	4586

新品！激酶活性				
产品	颜色	数量	兼容性	目录号
Incucyte® 激酶 Akt 绿 / 红慢病毒	■	1支: 0.2 mL	SX1、S3、SX5 (配置绿色 / 红色光学模块)	BA-04868

吞噬作用				
产品	颜色	数量	兼容性	目录号
Incucyte® pHrodo® 红色细胞标记试剂盒	■	1个	SX1、S3、SX5 (配置绿色 / 红色光学模块)	4649
Incucyte® pHrodo® 橙色细胞标记试剂盒	■	1个	SX5	4766
Incucyte® pHrodo® 大肠杆菌红色荧光颗粒	■	1支: 2 mg	SX1、S3、SX5 (配置绿色 / 红色光学模块)	4615
Incucyte® pHrodo® 大肠杆菌绿色荧光颗粒	■	1支: 2 mg	SX1、S3、SX5	4616
Incucyte® pHrodo® 酵母聚糖红色荧光颗粒	■	1支: 1 mg	SX1、S3、SX5 (配置绿色 / 红色光学模块)	4617
Incucyte® pHrodo® 酵母聚糖绿色荧光颗粒	■	1支: 1 mg	SX1、S3、SX5	4618
Incucyte® pHrodo® 金黄色葡萄球菌红色荧光颗粒	■	1支: 2 mg	SX1、S3、SX5 (配置绿色 / 红色光学模块)	4619
Incucyte® pHrodo® 金黄色葡萄球菌绿色荧光颗粒	■	1支: 2 mg	SX1、S3、SX5	4620

销售与服务 联系方式

更多联系信息，请访问
www.sartorius.com.cn

赛多利斯（上海）贸易有限公司

邮箱 lab.cn@sartorius.com

服务热线 400 920 9889 | 800 820 9889

上海

上海市浦东新区盛荣路 388 弄

百佳通产业园 3 号楼，7-11 层，

200120

电话 +86 21 6066 6100

广州

广州市越秀区水荫路 117 号

1105 单元，510075

电话 +86 20 3761 7284

成都

成都市上东大街 246 号新良大

厦 2406 室，610012

电话 +86 28 8666 6877

