

# Incucyte<sup>®</sup> 实时活细胞 成像分析

为科学探索提供实时  
活细胞分析

Simplifying Progress

SARTORIUS

# 快人一步 洞见活细胞奥秘

Incucyte® 实时活细胞成像分析系统加速您的科研发现，带来业内前沿的高通量实时细胞动态捕获一体化解决方案，适用于 2D 和 3D 细胞模型。

强大的集成软件可轻松将采集图像转化为动力学洞察结果和专业的图表数据。全新推出携带转盘共聚焦模式的 Incucyte® CX3 系统可为 3D 活细胞应用提供更先进的功能。



## 保护细胞样本

- 在培养箱中不受干扰地分析活细胞
- 通过优化的试剂和无标记检测方法，保护细胞健康并最大限度减少实验干扰（如伪影）
- 自动化成像，减少操作失误带来的误差



## 获取深刻见解

- 实时连续分析，精准捕获每一个数据点
- 专用软件助力，轻松生成可靠、可发布的数据



## 提高研究效率

- 一次可同时检测多达 6 块微孔板，数据产出更高效
- 自动成像并对细胞进行长达数天、数周甚至数月的动态追踪
- 借助直观易用的软件，将高通量数据转化为可执行的信息



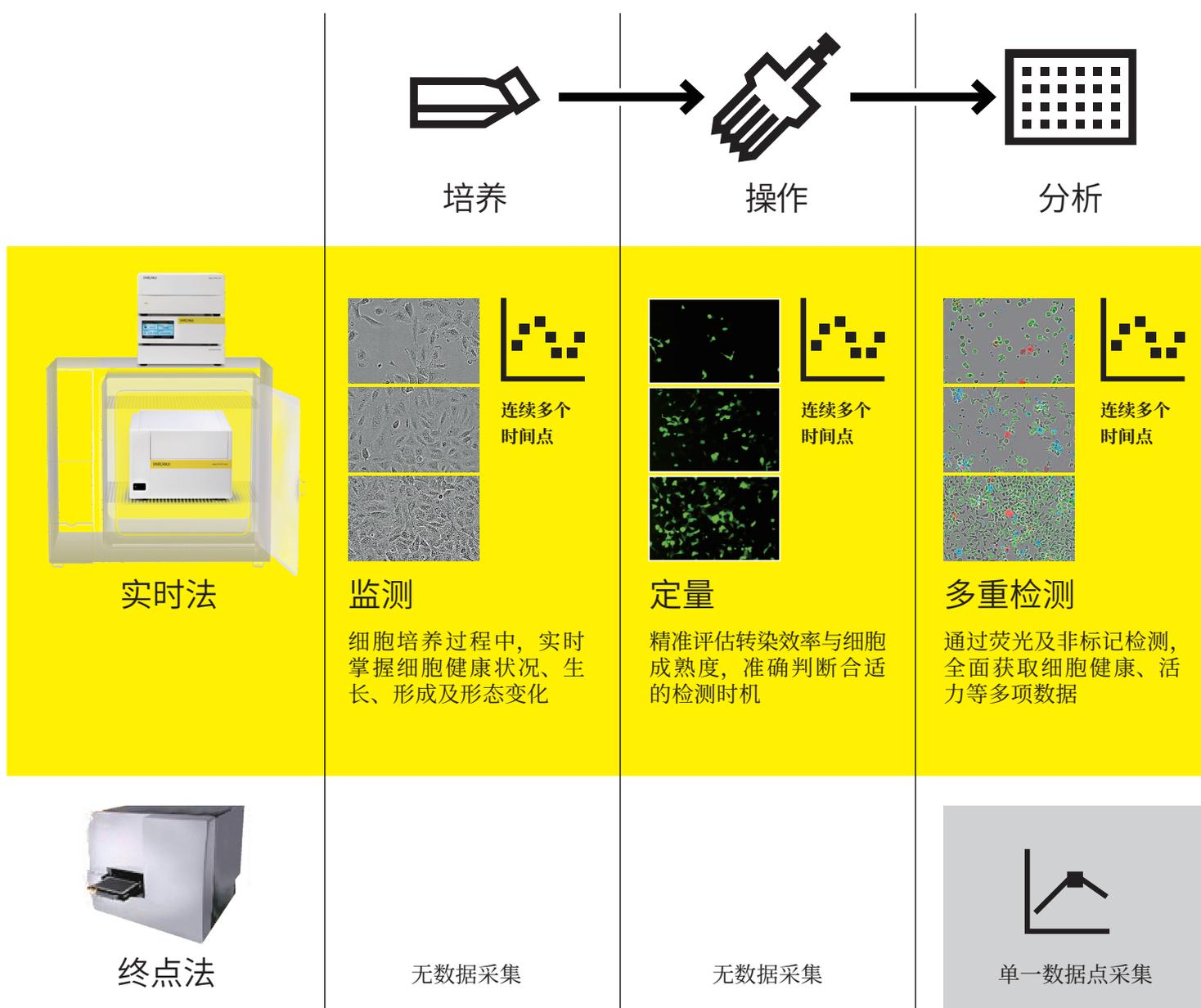
## 远程获取数据

- 随时随地远程连接，轻松分析实验数据
- 授权无限用户许可，支持多项目同步开展和多用户操作，助力高效协同

# 连续自动分析

## 全程监测每一个数据点

终点法细胞检测仅提供某一时刻的有限信息。借助 Incucyte® 系统的活细胞实时成像与分析功能，您可以追踪细胞健康、增殖及形态随时间变化的动力学数据，还原细胞生长全貌。系统兼容多种实验培养耗材，从培养瓶、培养皿到多达六块微孔板，灵活满足多元化实验需求。



传统终点法与实时细胞分析方法的工作流程对比。通过实时分析，不仅能获得检测中的表型参数，还能在整个细胞培养工作流程中持续观察和检测各项数据。

# 无缝衔接的活细胞成像 从样本处理到科学发现

## 四个步骤 即可轻松优化工作流程



### 流程简化 实验准备更便捷

- 借助 Incucyte® 经验证的实验方案与专为活细胞分析开发的试剂，大幅缩短实验设置时间
- 全程维持细胞健康，确保在生理稳定的环境中进行无伪影检测



### 无人值守 操作省心又省力

- 软件内置向导式分步操作指引，无论新手还是专家都能轻松完成设置
- 自动采集 700 余种培养容器（如培养瓶、培养皿、多孔板等）的图像

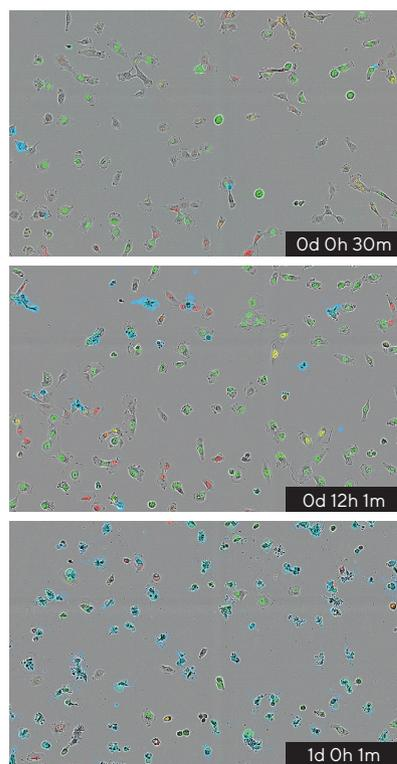


### 高通量 延时成像更直观

- 多通道同步采集，单孔可支持多达 5 个荧光通道以及高清相差成像，全面记录每个时间点
- 孔板视图（Vessel View）可以实时直观地评估实验进度
- 支持多用户、多种实验设计同时运行



向导式界面，轻松快速完成实验设置，新手也能快速上手



全程自动采集图像

Incucyte® 实时活细胞成像分析系统，充分释放活细胞成像的潜能。无论您是资深科研人员，还是初次接触活细胞成像，Incucyte® 都能简化从检测设置到数据分析的每一个步骤，让您专注于科研本身，无需为流程烦忧。

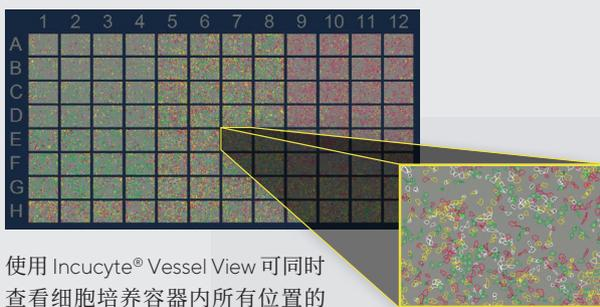
Incucyte® 凭借直观的软件、无人值守的自动化和实时分析，助您快速获取所需数据，同时保持 2D 或 3D 细胞模型的完整性。



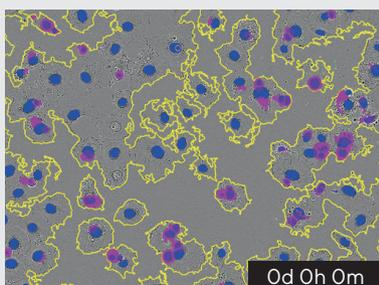
### 实时分析， 动态监测更准确

- 专用软件助您全面追踪细胞健康、功能、运动与形态变化
- 轻松生成基于图像验证的动态图表和视频
- 安全的远程软件访问，随时随地掌控实验进展

持续观测细胞动态，见证生物过程数日、数周甚至数月的演变。

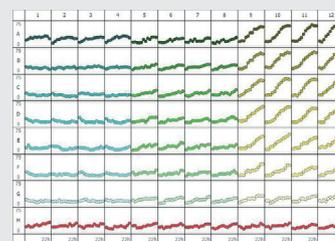


使用 Incucyte® Vessel View 可同时查看细胞培养容器内所有位置的图像，快速评估实验结果，并可随时放大查看感兴趣区域的图像。

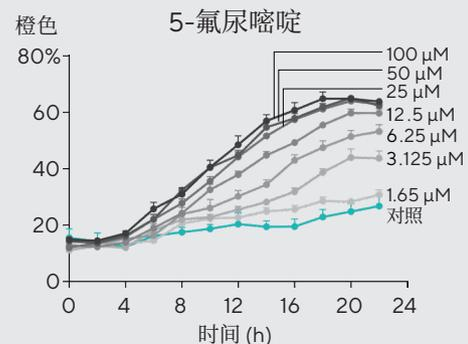


通过圈描自动识别感兴趣的区域。

### 细胞周期 G1 期 HT1080 细胞（橙色） 24 小时内占细胞总数百分比



通过 Incucyte® Plate Graph 一次性查看所有 96 孔或 384 孔的动力学趋势，并导出数据，以计算 EC<sub>50</sub> 或 IC<sub>50</sub> 响应值。



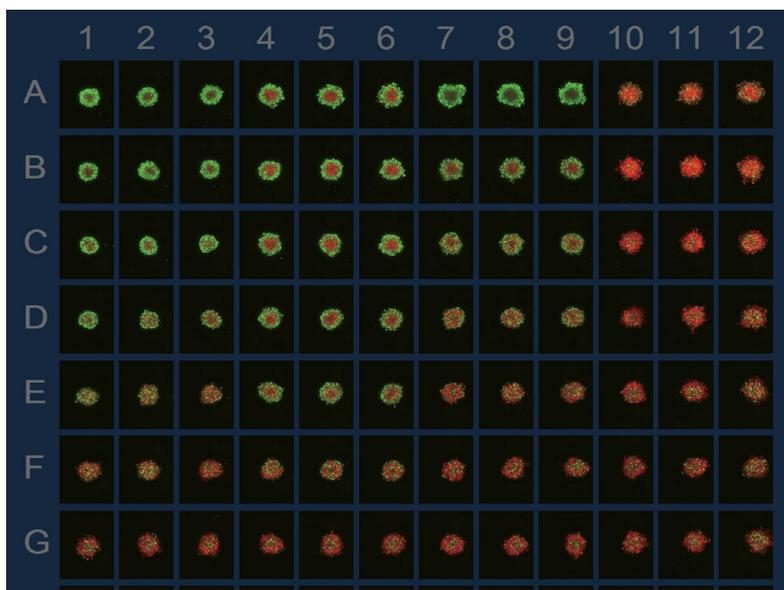
生成可用于演示的时程曲线。

# Incucyte<sup>®</sup> CX3

## 从复杂走向清晰



Incucyte<sup>®</sup> CX3 专为 3D 细胞培养应用打造，搭载实时、长时程活细胞分析与可扩展共聚焦成像功能。捕获生长和成熟过程中的高分辨率 3D 细胞模型图像，助力从样品制备到关键动力学数据解读的整个工作流程优化。轻松采集，直观分析，为每一位科研人员带来高通量、真实还原生理状态的分析结果。

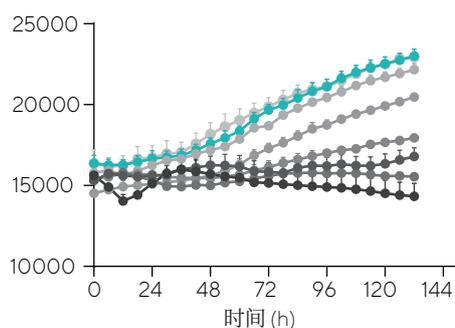


## 关键功能

- 可灵活选择转盘共聚焦、宽场荧光、高清相差和明场成像，轻松捕获 2D 和 3D 细胞图像
- 支持多达三个荧光通道（绿色、橙色、NIR），满足多重检测需求
- 配备 4 倍、10 倍和 20 倍物镜，支持自动切换
- 支持三个可灵活更换的样品托盘，兼容 700 多种培养容器，最多平行检测六个微孔板
- 在受控环境下，实现 2D 与 3D 模型的连续、长时程、非侵入式成像

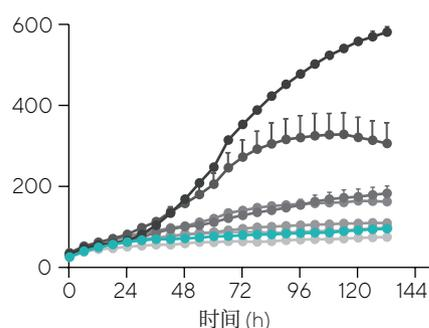
肿瘤球面积

明场总面积 ( $\mu\text{m}^2/\text{孔}$ )



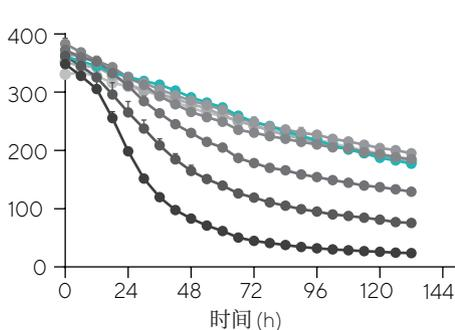
Cytotox 绿色荧光强度

绿色荧光平均值



Nuclight 橙色荧光强度

橙色荧光平均值



- 对照
- 0.14  $\mu\text{M}$
- 0.41  $\mu\text{M}$
- 1.2  $\mu\text{M}$
- 3.7  $\mu\text{M}$
- 11  $\mu\text{M}$
- 33  $\mu\text{M}$
- 100  $\mu\text{M}$

# Incucyte® SX5

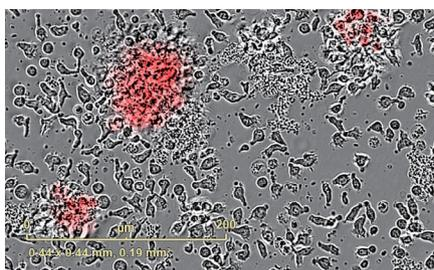
## 多色成像，探索无限可能



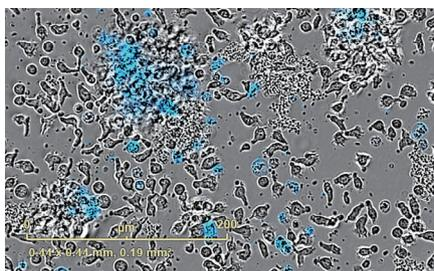
### 释放活细胞灵活分析的强大潜能

Incucyte® SX5 助您深入洞察细胞变化，拓展多元应用。支持多达五种荧光通道，实现长时间的延时成像。在单一平台上即可满足免疫 - 肿瘤相互作用、神经元突触活动及癌症代谢的多领域研究需求。三色光学模块配备低光毒性 NIR 通道，搭配优化试剂，轻松实现三色荧光标记的应用。

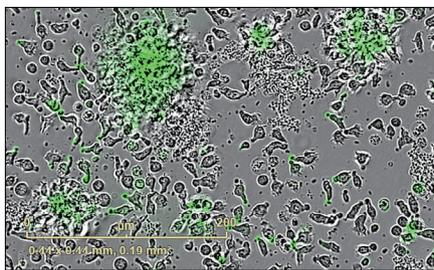
靶细胞：  
Nuclight 橙色 Ramos



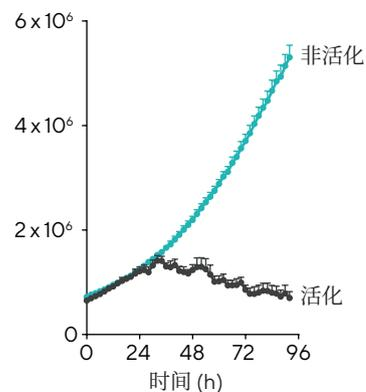
细胞健康：  
Annexin V NIR



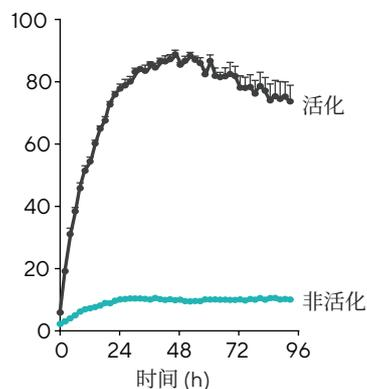
效应细胞：  
CD8-Fabfluor-488



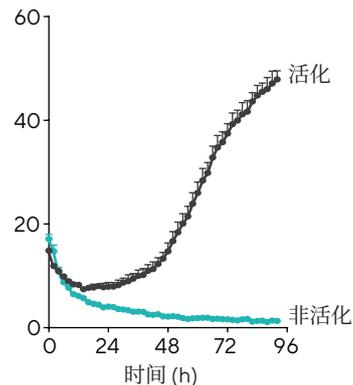
靶细胞增殖  
橙色荧光面积 (μm²/孔)



靶细胞死亡  
凋亡指数%



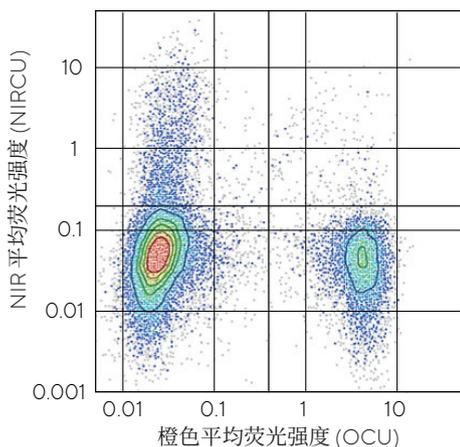
CD8 +ve 细胞  
效应细胞总数 %



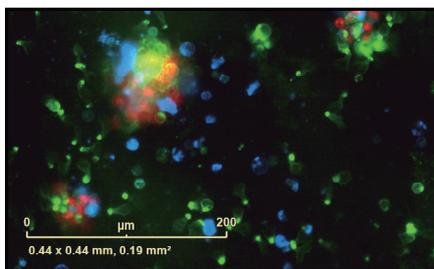
### 关键功能

- 先进的应用方案
- 支持多用户多项目同步开展
- 多达 5 种荧光通道，可同时使用其中 3 种
- 配备 4 倍、10 倍和 20 倍物镜，支持自动切换
- 支持三个可灵活更换的样品托盘，兼容 700 多种培养容器，最多平行检测六个微孔板

### 靶细胞分群



所有通道叠加



48 小时 (h) 拍摄图像, T:E = 1:3

# Incucyte<sup>®</sup> S3

## 容量升级，洞见倍增



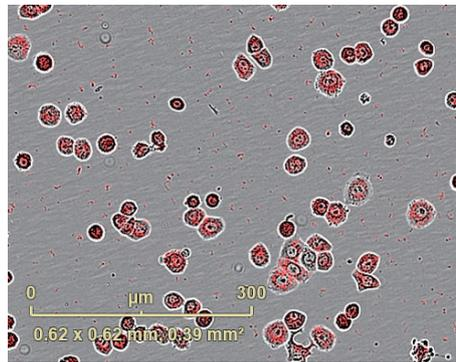
灵活的分析平台放置于标准细胞培养箱中，可对敏感的活细胞进行全天候（数天、数周或数月）的分析。从细胞培养QC、细胞操作、到微孔板分析，这款主力产品可在整个细胞检测流程中为您的团队提供支持。此外，所有用户均可在实验过程中远程查看实验进展。

### 关键功能

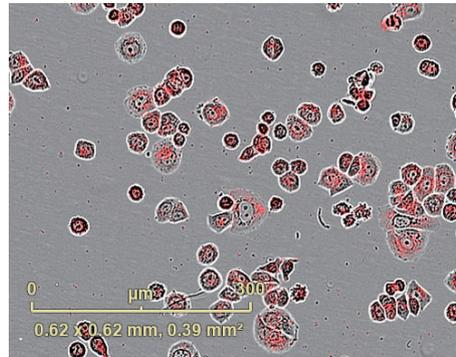
- 强大的应用解决方案
- 支持多用户使用
- 双色，红/绿或橙/近红外荧光及 HD 相差成像
- 配备 4 倍、10 倍和 20 倍物镜，支持自动切换
- 支持三个可灵活更换的样品托盘，兼容 700 多种培养容器，最多平行检测六个微孔板
- 在受控环境下，实现 2D 与 3D 模型的持续、长时程、非侵入式成像

Kadcyla<sup>®</sup> 和曲妥珠单抗的内化 12 h 拍摄图像

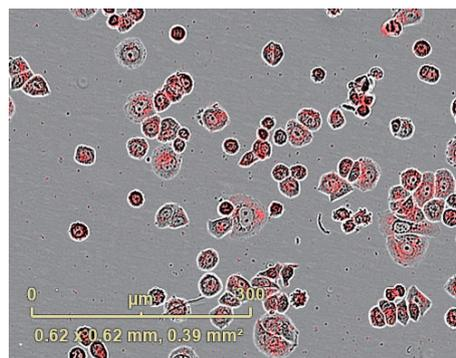
Kadcyla<sup>®</sup>-Fabfluor-pH (1.5 μg/mL)



Kadcyla<sup>®</sup>-Fabfluor-pH (1.5 μg/mL)

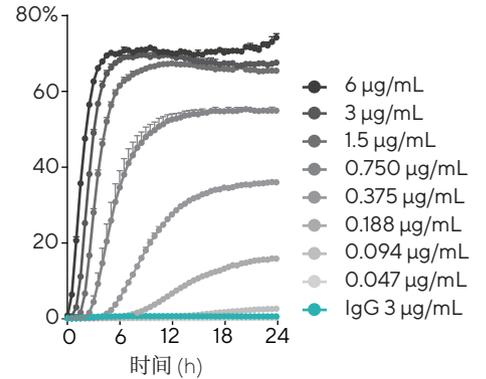


IgG-Fabfluor-pH (3 μg/mL)



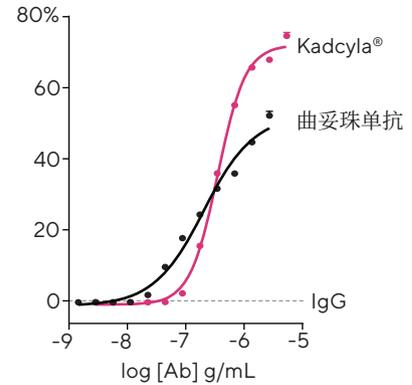
内化动力学

橙色区域/  
相位区域



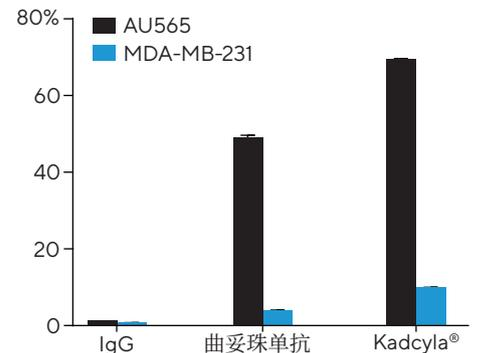
效价

橙色区域/  
相位区域 (24 h)



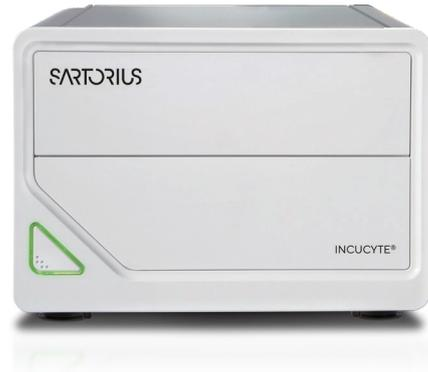
细胞类型依赖性

橙色区域/  
相位区域 (24 h)



# Incucyte<sup>®</sup> SX1

高性价比活细胞成像，  
品质不打折扣



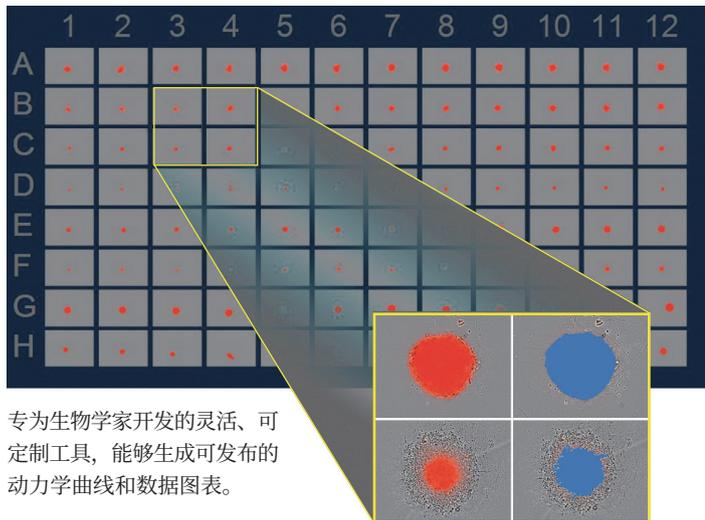
Incucyte<sup>®</sup> SX1 专为小型实验室设计，助力您的细胞检测流程。避免错过重要的发现。

采用可更换的托盘，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。

## 关键功能

- 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
- 可更换的样品托盘，兼容 700 多种培养容器、最多放置两个微孔板

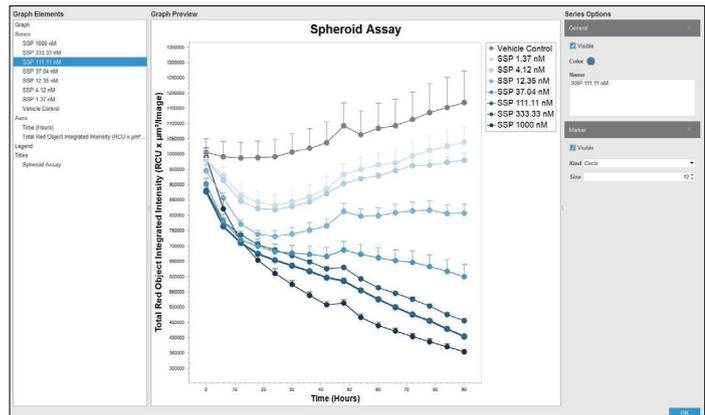
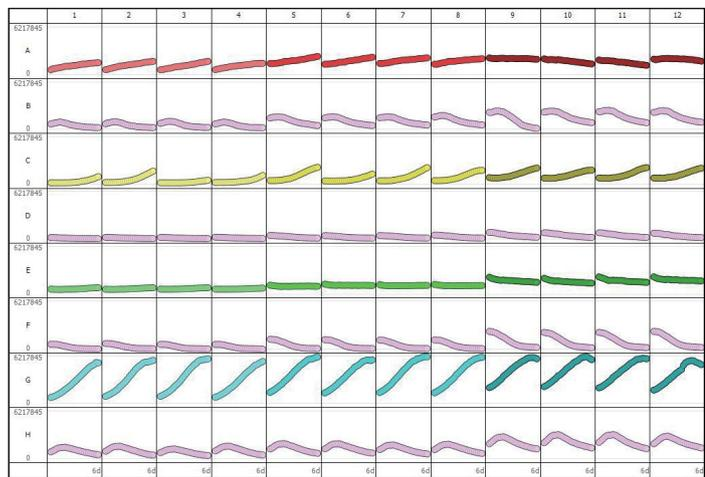
## 连续工作流程



专为生物学家开发的灵活、可定制工具，能够生成可发布的动力学曲线和数据图表。

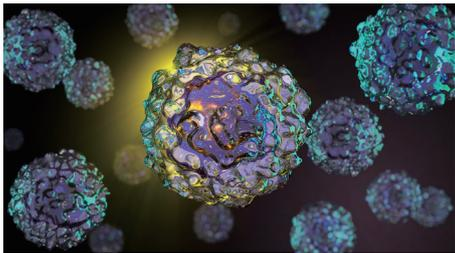
## Incucyte<sup>®</sup> 肿瘤球检测分析

红色荧光总积分强度 (RCU × μm<sup>2</sup>/图像)



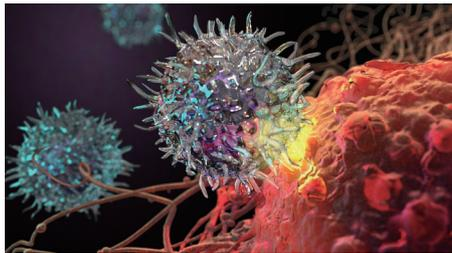
# 为您的研究需求 定制解决方案

Incucyte® 系统集成仪器、试剂、耗材及软件于一体，助力加速您的下一步发现。通过采集时间依赖性与细胞依赖性的处理效果，实时获取用于通路和机制研究的形态学和表型信息。



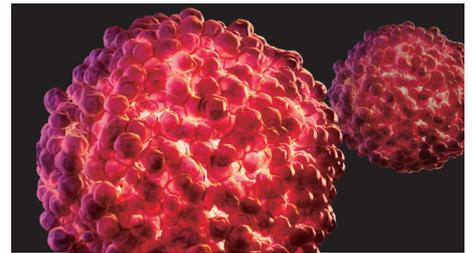
## 细胞健康和增殖

- 增殖
- 细胞凋亡
- 细胞毒性
- 细胞周期
- 线粒体膜电位
- ATP 代谢
- 非标记活力分析



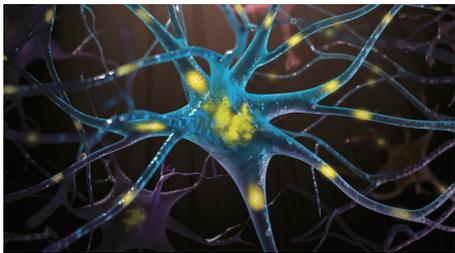
## 细胞功能

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



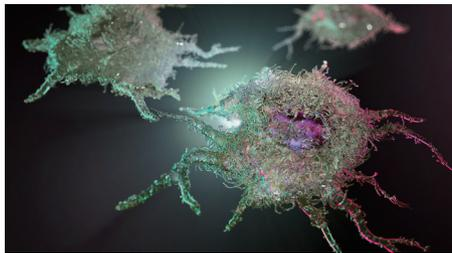
## 3D 模型分析

- 肿瘤球生长
- 肿瘤球侵袭
- 类器官分析



## 细胞运动和形态

- 趋化性迁移和侵袭
- 划痕迁移和侵袭
- 免疫细胞活化和增殖
- 神经突生长
- 形态分析



## 细胞质量监测

- 细胞外囊泡 (EV) 摄取分析
- 类器官培养 QC
- 细胞培养 QC
- 克隆稀释

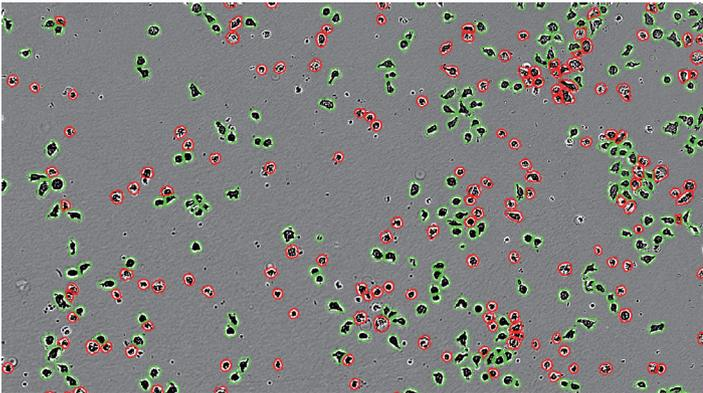


扫描二维码获取更多信息

# 专为无缝分析与深度洞察设计的软件

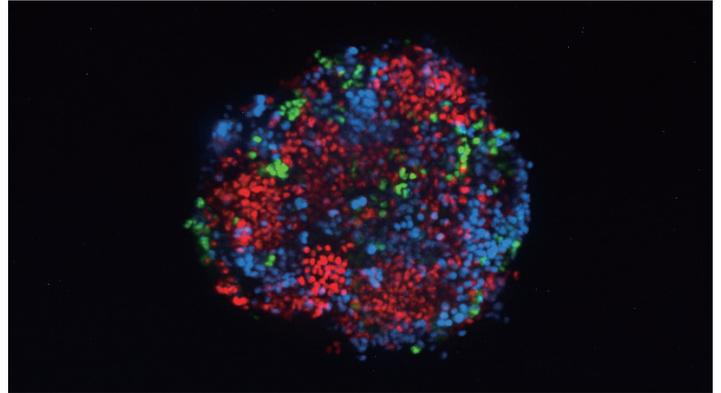
操作简便，适用于研究多种细胞模型。支持复杂实验分析，生成可靠、客观、可发布的数据。

## 特色软件



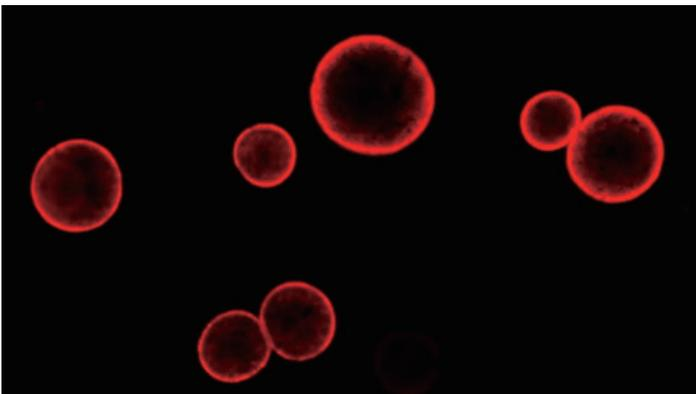
### Incucyte® AI 细胞健康分析软件模块

人工智能 (AI) 驱动的图片分析可化繁为简，降低活细胞与死细胞分类的复杂性 - 无需标记。



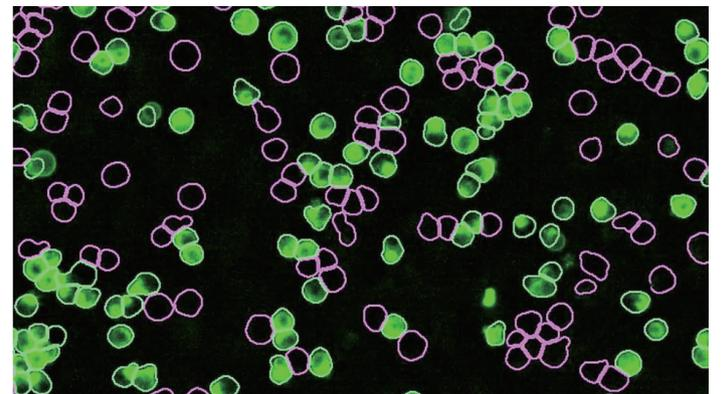
### Incucyte® 肿瘤球分析软件模块

在组织培养箱内，分析单肿瘤球在圆底多孔板中的生长、活力和侵袭性，或在平底孔板中分析多个肿瘤球的变化。



### Incucyte® 类器官分析软件模块

自动定位和分析类器官，实现类器官生长、计数和形态的动力学定量分析。



### Incucyte® Cell-by-Cell 分析软件模块

实现非标记的细胞亚群实时计数、分类与分析，支持 96 孔板高通量检测。

# 生命科学研究专属解决方案： Incucyte® 活细胞成像分析

针对每项研究需求量身定制的活细胞成像与分析。

系统	相机	容量	成像模式	光学模块	物镜
Incucyte® CX3	CMOS, 16 位灰度	3 个可灵活更换的载物架, 可同时放置多达 6 块微孔板	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 转盘共聚焦荧光</li> <li>■ 宽场荧光</li> <li>■ 相差</li> <li>■ 明场</li> </ul>	绿色 / 橙色 / 近红外	配备 4x、10x 和 20x 物镜, 物镜转台支持自动切换
Incucyte® SX5	CMOS, 16 位灰度	3 个可灵活更换的载物架, 可同时放置多达 6 块微孔板	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 宽场荧光</li> <li>■ 相差</li> <li>■ 明场</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 绿色 / 橙色 / 近红外 (含)</li> <li>■ 绿色 / 红色 (可选配)</li> <li>■ 代谢分析模块 (可选配)</li> </ul>	配备 4x、10x 和 20x 物镜, 物镜转台支持自动切换
Incucyte® S3	CMOS, 16 位灰度	3 个可灵活更换的载物架, 可同时放置多达 6 块微孔板	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 宽场荧光</li> <li>■ 相差</li> <li>■ 明场</li> </ul>	绿色 / 红色	配备 4x、10x 和 20x 物镜, 物镜转台支持自动切换
Incucyte® SX1	CMOS, 16 位灰度	1 个可灵活更换的载物架, 可同时放置多达 2 块微孔板	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 宽场荧光</li> <li>■ 相差</li> <li>■ 明场</li> </ul>	绿色 / 红色	4x, 10x, 20x

Incucyte® CX3	三线激光	43.6 TB RAID 硬盘, 64 GB RAM	需要 > 250 L	按计划自动归档
Incucyte® SX5	LED	27.3 TB RAID 硬盘, 64 GB RAM	需要 > 200 L	按计划自动归档
Incucyte® S3	LED	27.3 TB RAID 硬盘, 64 GB RAM	建议 > 200 L	按计划自动归档
Incucyte® SX1	LED	27.3 TB RAID 硬盘, 64 GB RAM	建议 > 200 L	手动归档

\*请参阅软件订购信息, 了解可用软件分析模块的详细说明。

## 光学模块

系统	光学模块 (Module)	通道	激发波长	发射波长
Incucyte® CX3	G/O/NIR	绿色 橙色 近红外	488 +/- nm 555 +/- nm 660 +/- nm	520-528 nm 600-652 nm 719-760 nm
Incucyte® SX5*	G/O/NIR	绿色 橙色 近红外	453-485 nm 546-568 nm 648-674 nm	494-533 nm 576-639 nm 685-756 nm
Incucyte® S3	G/R	绿色 红色	441-480 nm 567-607 nm	503-544 nm 622-704 nm
Incucyte® SX1	G/R	绿色 红色	441-480 nm 567-607 nm	503-544 nm 622-704 nm

\*可选配



SARTORIUS

INCUBATOR

Temperature: 37.0°C  
Humidity: 95%  
CO<sub>2</sub>: 5.0%  
O<sub>2</sub>: 21.0%  
pH: 7.4

INCUBATOR

警告 WARNING  
请勿在高温下打开门盖，以免烫伤。  
请勿在高温下取出培养物，以免烫伤。  
请勿在高温下取出培养物，以免烫伤。

注意 CAUTION  
请勿在高温下打开门盖，以免烫伤。  
请勿在高温下取出培养物，以免烫伤。  
请勿在高温下取出培养物，以免烫伤。

警告 WARNING  
CO<sub>2</sub> N<sub>2</sub>  
请勿在高温下打开门盖，以免烫伤。  
请勿在高温下取出培养物，以免烫伤。  
请勿在高温下取出培养物，以免烫伤。

# 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"><li>■ 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）。</li><li>■ 为期一年的软件和维保服务。</li><li>■ 现场安装和培训。</li></ul>	
Incucyte® CX3 实时活细胞分析系统	<b>包括图像采集和分析系统，配备：</b> <ul style="list-style-type: none"><li>■ 转盘共聚焦、宽场荧光、高清相差（绿色 / 橙色 / 近红外激光模块）。</li><li>■ 4 倍、10 倍和 20 倍物镜自动转架。</li><li>■ 具有 34 TB 存储的控制器。</li></ul>	BA-O4881
Incucyte® CX3 数据存储	<ul style="list-style-type: none"><li>■ 额外扩增 87.2 TB 存储容量，可用于 Incucyte® CX3 系统。</li></ul>	BA-O4882
Incucyte® SX5 活细胞分析系统 *	<b>包括图像采集和分析系统：</b> <ul style="list-style-type: none"><li>■ HD 相差 / 绿色 / 橙色 / NIR 光学模块。</li><li>■ 4 倍、10 倍和 20 倍物镜自动转架。</li><li>■ 27 TB 存储的控制器。</li></ul>	4816
Incucyte® S3 活细胞分析系统	<b>包括图像采集和分析系统：</b> <ul style="list-style-type: none"><li>■ HD 相差 / 绿色 / 红色光学模块。</li><li>■ 4 倍、10 倍和 20 倍物镜自动转架。</li><li>■ 27 TB 存储的控制器。</li></ul>	4647
Incucyte® SX1 活细胞分析系统	<b>包括图像采集和分析系统：</b> <ul style="list-style-type: none"><li>■ HD 相差 / 绿色 / 红色光学模块。</li><li>■ 27 TB 存储的控制器。</li><li>■ 需要单独配置至少一个物镜和一个托盘。</li></ul>	4788
Incustore® 存储单元	<ul style="list-style-type: none"><li>■ 额外扩增 33 TB 内存，可用于 Incucyte SX5、S3 或 SX1</li></ul>	4689

\* 如需其它光学模块，请访问 [www.sartorius.com.cn](http://www.sartorius.com.cn)



## Incucyte® 实时活细胞分析系统 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, CX3	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, CX3	4768
Incucyte® Annexin V 橙色染料		1 支: 100 tests	SX5, CX3	4759
Incucyte® Caspase-3/7 绿色染料		1 支: 20 µL	SX1, S3, SX5, CX3	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, CX3	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, CX3	4846

### 细胞增殖

产品	颜色	数量	兼容性	目录号
Incucyte® Nuclight 红色慢病毒 2.0 试剂 (puro)		一支: 0.6 mL	SX1, S3, SX5 (配置绿色 / 红色光学模块)	BA-04887
Incucyte® Nuclight 绿色慢病毒 2.0 试剂 (puro)		一支: 0.6 mL	SX1, S3, SX5, CX3	BA-04888
Incucyte® Nuclight 红色慢病毒 2.0 试剂 (bleo)		一支: 0.6 mL	SX1, S3, SX5 (配置绿色 / 红色光学模块)	BA-04889
Incucyte® Nuclight 绿色慢病毒 2.0 试剂 (bleo)		一支: 0.6 mL	SX1, S3, SX5, CX3	BA-04890
Incucyte® Nuclight 橙色慢病毒 2.0 试剂 (puro)		一支: 0.6 mL	SX5, CX3	BA-04891
Incucyte® NIR 慢病毒试剂 (puro)		一支: 0.2 mL	SX5, CX3	4805
Incucyte® Nuclight 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® Nuclight 快速 NIR 染料		1 支: 50 µL	SX5, CX3	4804

### 细胞周期

产品	颜色	数量	兼容性	目录号
Incucyte® 细胞周期绿 / 红慢病毒 2.0 试剂		1 支: 0.2 mL	SX1, S3, SX5 (配置绿色 / 红色光学模块)	BA-04892
Incucyte® 细胞周期绿 / 橙慢病毒 2.0 试剂		1 支: 0.2 mL	SX5, CX3	BA-04889

## 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, CX3	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, CX3	4768
Incucyte® Annexin V 橙色染料	■	1 支: 100 tests	SX5, CX3	4759
Incucyte® Caspase-3/7 绿色染料	■	1 支: 20 µL	SX1, S3, SX5, CX3	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, CX3	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, CX3	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, CX3	BA-04857
	10 块板		BA-04856
Incucyte® 96 孔划痕器	1 个	SX1, S3, SX5, CX3	4563
Incucyte® 细胞迁移组合包	1 个	SX1, S3, SX5, CX3	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, CX3	4582
	10 块板		4648
	50 块板		4599
Incucyte® ClearView 96 孔储板	10 块板	SX1, S3, SX5, CX3	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 抗体标记试剂盒 ■ Incucyte® 小鼠 IgG1 FabFluor-488 染料 ■ Incucyte® Opti-Green 背景抑制剂	■	1 个	SX1, S3, SX5, CX3	4745
Incucyte® 小鼠 IgG2a Fabfluor-488 抗体标记试剂盒 ■ Incucyte® 小鼠 IgG12a FabFluor-488 染料 ■ Incucyte® Opti-Green 背景抑制剂	■	1 个	SX1, S3, SX5, CX3	4743
Incucyte® 小鼠 IgG2b Fabfluor-488 抗体标记试剂盒 ■ Incucyte® 小鼠 IgG12b FabFluor-488 染料 ■ Incucyte® Opti-Green 背景抑制剂	■	1 个	SX1, S3, SX5, CX3	4744
Incucyte® 小鼠 IgG1 Fabfluor-555 抗体标记试剂盒 ■ Incucyte® 小鼠 IgG1 FabFluor-555 染料 ■ Incucyte® Opti-Orange 背景抑制剂	■	1 个	SX5, CX3	BA-04873
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

## 神经细胞活性

产品	数量	兼容性	目录号
Incucyte® Neuroburst 橙色慢病毒试剂	一支: 2 mL	SX5, CX3	4736
Incucyte® Neuroburst 橙色试剂盒	1 个	SX5, CX3	4761

## 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	■	一支: 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	■	一支: 50 µg	SX5, CX3	4812
Incucyte® 小鼠 IgG1Fabfluor-pH 红色抗体标记染料	■	一支: 50 µg	SX1, S3, SX5 (配置绿色 / 红色光学模块)	4723
Incucyte® 小鼠 IgG1Fabfluor-pH 橙色抗体标记染料	■	一支: 50 µg	SX5, CX3	BA-04885
Incucyte® 小鼠 IgG2a Fabfluor-pH 红色抗体标记染料	■	一支: 50 µg	SX1, S3, SX5 (配置绿色 / 红色光学模块)	4750
Incucyte® 小鼠 IgG2a Fabfluor-pH 橙色抗体标记染料	■	一支: 50 µg	SX5, CX3	BA-04886
Incucyte® 小鼠 IgG2b Fabfluor-pH 红色抗体标记染料	■	一支: 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	■	一支: 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 慢病毒试剂盒 ■ Incucyte® CytoATP 慢病毒标记试剂 ■ Incucyte® CytoATP Non-binding Control (puro)	■	1 个	SX5 (配置 SX5 代谢光学模块)	4772

## 吞噬作用

产品	颜色	数量	兼容性	目录号
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
pHrodo® 橙色细胞标记试剂盒	■	1 个	SX5, CX3	4766
Incucyte® pHrodo® 大肠杆菌红色荧光颗粒	■	一支: 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	■	一支: 2 mg	SX1, S3, SX5, CX3	4616

## 细胞外囊泡 (EV)

产品	数量	兼容性	目录号
Incucyte® 细胞外囊泡 (EV) 绿色标记试剂盒	1 个	SX1, S3, SX5, CX3	BA-04877

# 联系我们

更多联系信息，请访问

[www.sartorius.com.cn](http://www.sartorius.com.cn)

赛多利斯莱珀思（上海）贸易有限公司

邮箱 [leadscn@sartorius.com](mailto:leadscn@sartorius.com)

服务热线 400 920 9889 | 800 820 9889

