

# 新 ImageXpress Micro 4 高内涵成像分析系统

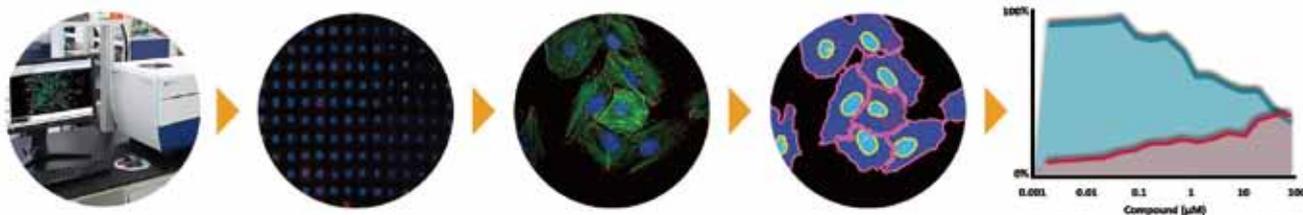
聚焦研究领域——突破性应用、智能性成像解决方案

## 优势

- 当前在宽场下采集优质图像，如有更多需要，未来可升级为共聚焦
- 物镜范围广（可配1x到100x），可满足多种实验需求
- 大视野成像和>3log的动态范围，可更快获得有统计学意义的大数据
- 选配的环境控制组件、透射光/相差组件和移液器组件，帮助您扩展研究领域

ImageXpress Micro 4高内涵成像分析系统是第四代成像技术的顶峰。最新最灵活的设计，不但拥有有史以来最快的操作速度用于完成实验；还为您提供更多选择，可以在未来需要时，将系统升级到共聚焦的水平。

联合使用MetaXpress高内涵图像获取和分析软件，ImageXpress Micro 4系统以智能化、多维化和高通量筛选的方法，帮助您发现科学史上下一个里程碑式的重大突破。



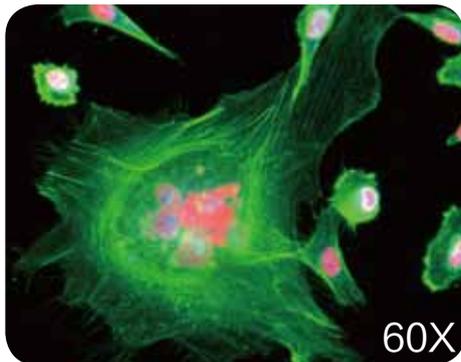
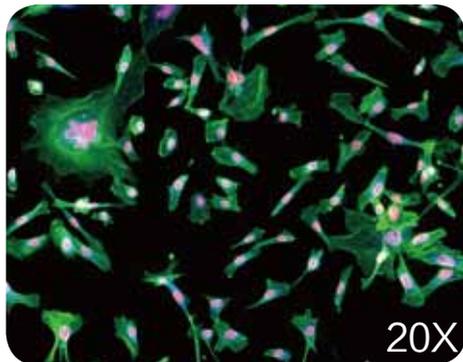
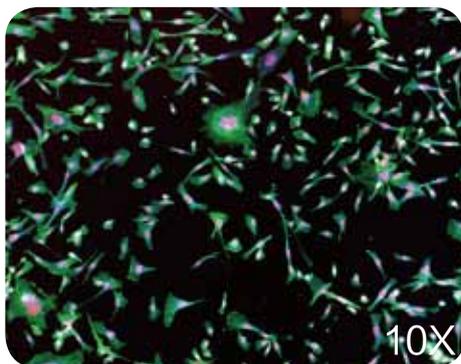
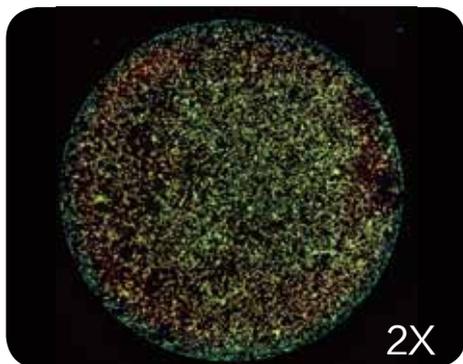
联合使用MetaXpress软件，ImageXpress Micro 4系统是一个诠释您图片，理解您数据和探索新想法的完全解决方案。

## 应用

从细胞凋亡到斑马鱼均可用ImageXpress Micro 4系统获取适合实验需要的图片。

提供无限制的配置：

- 用户可更换滤色片组可满足更多的实验要求
- 最广的物镜范围，可获得整个细胞和精细的亚细胞结构



玻片和多孔板（6-1536孔板）均可自动获取图像，且可任意选择1-100X物镜。系统独有的多孔局部成像（multi-well crop）功能，能够在4X物镜下每天获取超过21万个孔的图像。同时在4X物镜下，每个视野可拍摄11mm<sup>2</sup>，相当于384孔板的整孔，也可增加放大倍数来提高分辨率，观测亚细胞器分析细胞细节变化。

- 环境控制组件可实现活细胞长时间观测
- 透射光/相差组件可进行无标记实验
- 移液器组件帮助您实现细胞动力学反应研究

在三十多年的细胞成像实验基础上，ImageXpress Micro 4系统的性能必将加速您的科研进程。

## 特点

- 宽场成像，反卷积实现共聚焦效果
- 可在用户端升级为转盘共聚焦系统（AgileOptix™技术）
- 大视野成像，10X物镜下视野面积为1.97mm<sup>2</sup>
- 动态范围>3log
- 样品适用性广，各种品牌的多孔板，包括特殊3D培养的圆底板和trans-well板、玻片、以及自制组织芯片和细胞芯片
- 高速硬件激光自动聚焦和软件图像聚焦，二者可同时使用
- 最新Z轴层扫和分析功能，简化操作，使实验操作更简单
- 最宽的物镜选择：
  - » 1x到100x物镜
  - » 干镜：NA可达0.95
  - » 油镜：NA可达1.4
- 高精度磁悬浮载物台，自动控制XY和Z轴，重复精度<100nm，最小精度<20nm



扫一扫关注我们  
的官方微信



## 选配组件

用户端升级转盘共聚焦，环境控制（活细胞培养所需的温度、湿度和CO<sub>2</sub>，可实现多达7天的长时间实验），透射光（硬件真相差成像）和移液器。