

# 使用CloneSelect Imager系统 检测细胞密度和细胞生长曲线



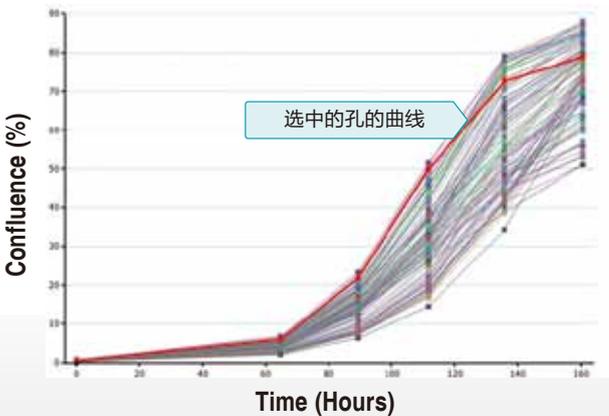
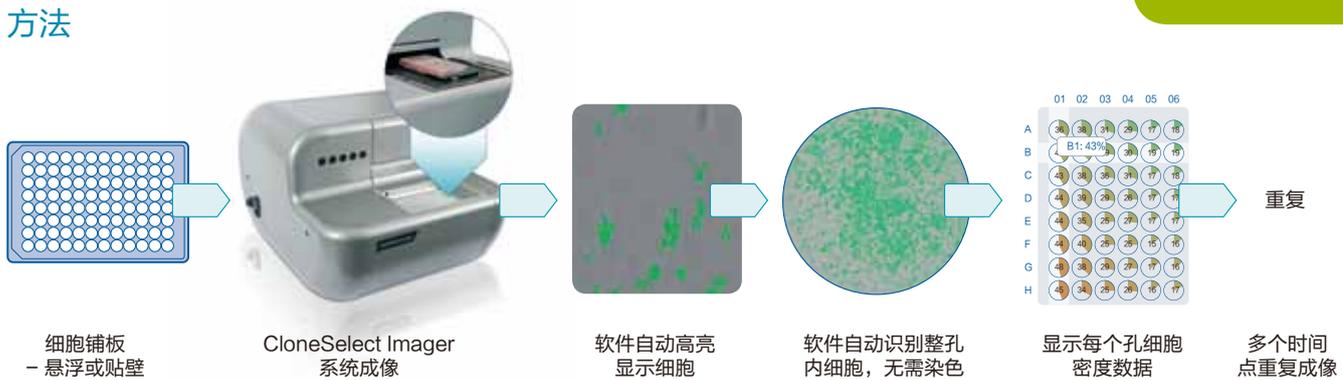
## 背景

随着大量的细胞系作为表达模型广泛应用于蛋白体外表达，对细胞的生长增值状态进行定量检测变的越来越重要。细胞的增值效率即可用于显示某个化合物对于细胞生长的抑制或促进效果，也可以用于反应一株细胞系的生长特性。本文重点描述了CloneSelect Imager系统如何使用简单直观、客观、非侵入性方法代替传统主观、费时的显微镜观察，在不同时间点快速准确检测细胞密度。

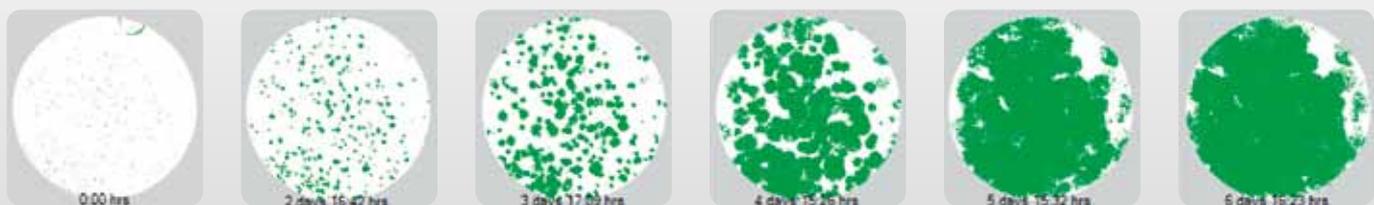
## 优势

- 不需要对DNA进行染色标记
- 整板整孔成像，数据更加客观

## 方法



生长速度：96孔板每个孔细胞密度/时间\*100%



每一个时间点的缩略图：软件自动叠加产生细胞生长的区域(绿色)，用以指示细胞密度值。

## 客观，定量评估细胞生长

CloneSelect Imager系统使用非侵入性方法，通过白光成像快速、定量检测细胞密度，产生每个孔的细胞生长曲线。

### 快速获得结果：

- 代替费时的人工观察
- 获得可靠、以图像为依据的结论
- 每个96孔板，90秒即可获得一致的结果

### 可以用于：

- 快速检测细胞密度
- 生成生长曲线
- 估算细胞数目
- 单细胞克隆鉴定
- 克隆形成分析
- 细胞毒性分析
- 细胞迁移分析

### 关键参数：

- 兼容多种规格微孔板：1到384孔板
- 4倍物镜
- 1.8um分辨率
- 内置条码阅读器

## 更客观分析

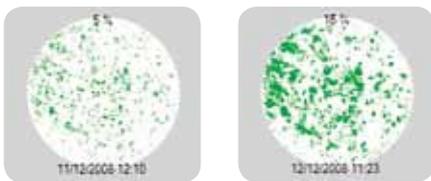


## 可升级提高通量

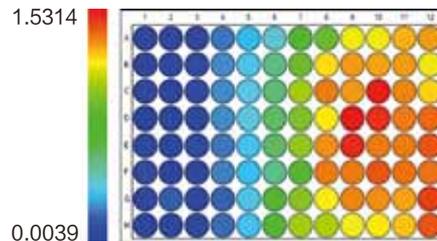


Compatible with a range of robotic systems

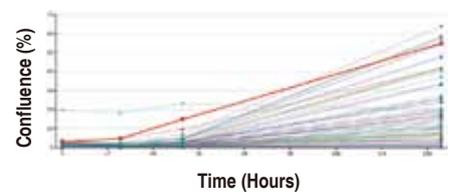
## 更快速成像，更清晰地数据分析



软件自动识别细胞，叠加显示细胞密度



热图显示便于数据分析



生成每个孔的细胞生长曲线