

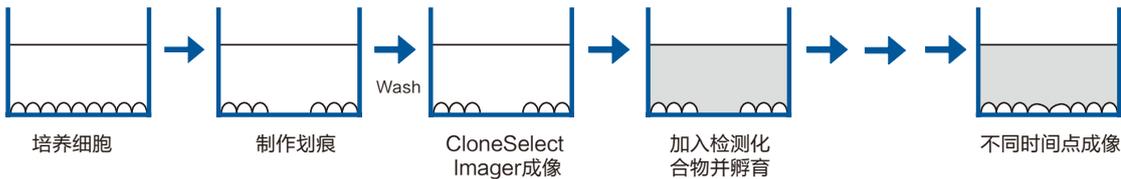
# 使用CloneSelect Imager系统 客观定量细胞迁移试验



## 背景

细胞迁移在肿瘤形成、免疫作用以及伤口愈合等过程中发挥重要作用。不正常的细胞迁移是心血管、癌症等疾病的一个重要特征。CloneSelect Imager系统可以在体外定量客观检测治疗药物的效果、细胞培养基对细胞迁移的影响以及研究细胞和细胞之间的相互作用。系统配备的迁移软件模块可以基于细胞识别客观检测细胞迁移的速率。

## 方法

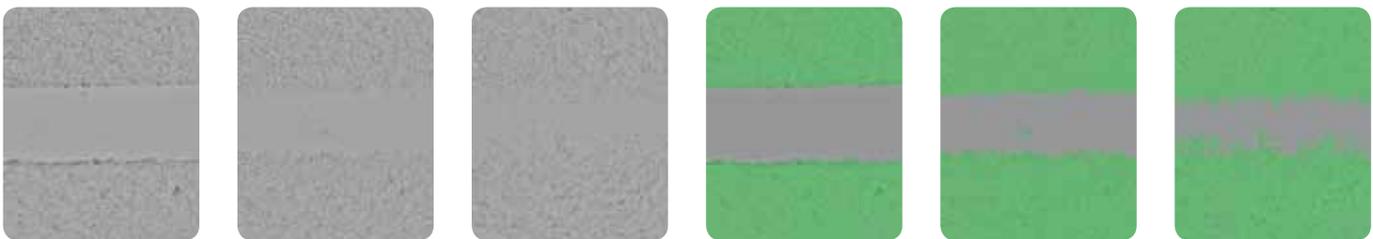


- 在聚D-赖氨酸包被的96孔板（Greiner）中铺满一层HEK293细胞
- 在低血清浓度的培养基中进行迁移分析，以抑制细胞增殖
- 使用移液枪头在单层细胞上制作划痕
- 使用CloneSelect Imager对细胞进行成像（0h时间点）
- 加入Latrunculin A，然后不同时间点使用CloneSelect Imager系统成像

## 优势

- 快速成像，方便检测细胞迁移情况
- 白光下高质量成像，无标记直接检测活细胞

## 细胞成像和数据分析



不同时间点无标记细胞成像

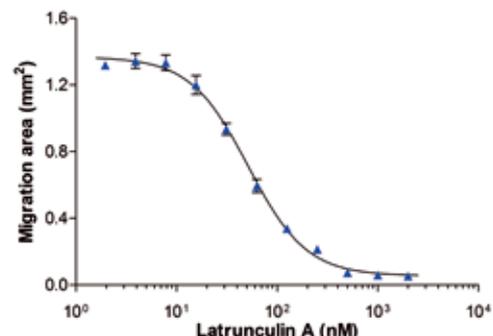
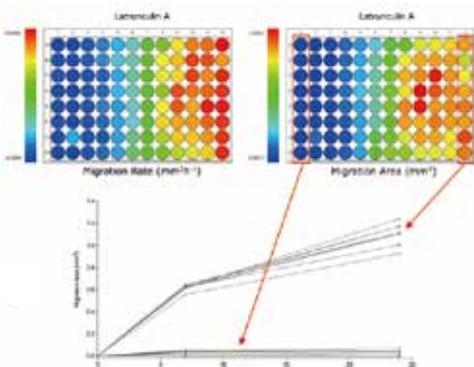
迁移软件模块计算不同时间点细胞迁移的面积

## 自动生成高质量数据图表（细胞迁移面积和速率）

- 热图显示整块板的细胞迁移面积和速率
- 迁移曲线显示选取的孔的迁移面积随时间的变化

## 数据导出方便进一步分析

- 所有数据都可以导出
- 导出的数据可以进一步分析，如获得IC50曲线



使用导出的图片分析结果获得的化合物量效曲线

## 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

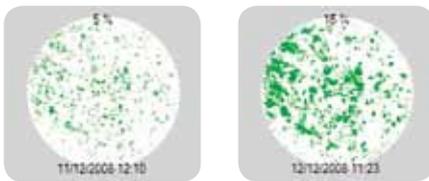


## 可升级提高通量

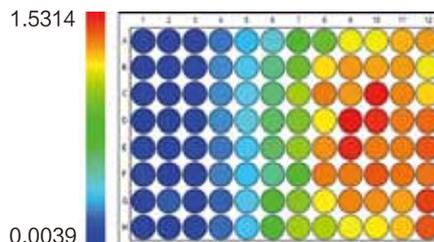


Compatible with a range of robotic systems

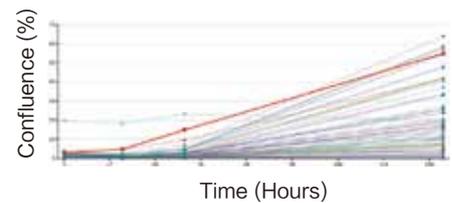
## 更快速成像，更清晰地数据分析



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



扫一扫关注我们  
的官方微信