



LUX

ミニ・ライブセル
イメージングシステム



LUX

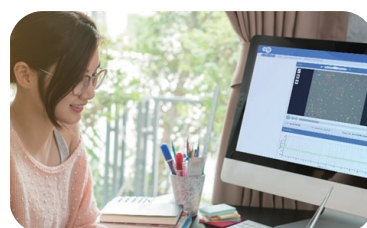


細胞の変化を長期間・連続して観察

ミニ・ライブセル・イメージングシステム LUX は、インキュベータ内での設置により、細胞などサンプルの変化を長期間・連続して・リアルタイムでトラッキングすることが可能です。設定された実験プランに基づいて自動画像を取得・解析し、データはクラウド保存されます。簡単にアッセイを行い、どこからでもデータの確認が可能です。

● コンパクトなデザイン

小型のデザインで、インキュベータ内の小スペースにフィットします。シンプルな設計で、簡単にインストールし、即実験を開始することが可能です。キャリアレーションや特別なメンテナンスも不要です。

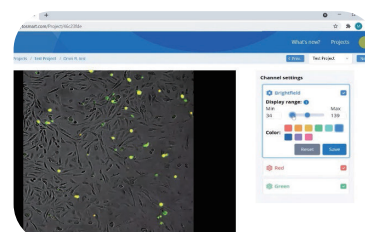
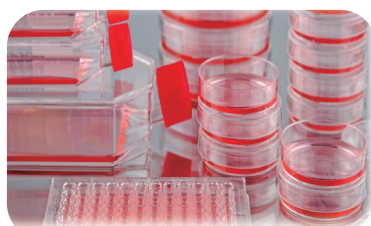


● クラウド対応

撮影された画像はクラウドにアップロードされ解析されます。どこからでもリアルタイムなデータの観察、解析が可能です。膨大なサイズ容量のデータ保存、転送に煩わされることはありません。

● あらゆる種類の透明容器に対応

ペトリディッシュやフラスコ等の培養容器、マイクロ流路デバイスなど、あらゆる透明容器に対応可能です。

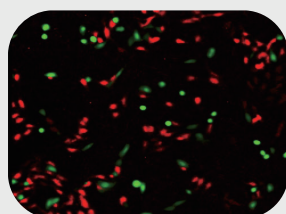


● 簡単測定・解析

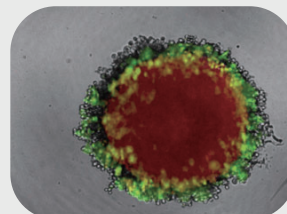
ソフトウェアのワンクリックでアッセイを開始し、自動でデータを測定します。AI とディープラーニングアルゴリズムにより、培養容器内の様々な形のサンプルを識別・解析します。

アプリケーション

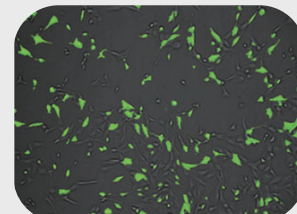
- 細胞生存率評価
- 細胞プロセス (Cellular Processes)
- 低酸素・ストレス マーカー
- 共培養
- トランスフェクション
- ナノ粒子
- その他



3T3 細胞 (Cell TrackerGreen / 緑で染色) と C6 細胞 (Cell Tracer Orange / 赤で染色) の共培養

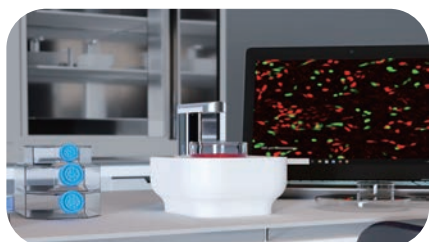


緑色の蛍光で示される 3D 腫瘍スフェロイド内の増殖細胞。赤色蛍光は、腫瘍スフェロイドに注入された薬剤を示す



CellLight Nucleus-GFP、BacMam にてトランスフェクトされた 3T3 細胞の、緑蛍光 / 明視野画像のオーバーレイ (開始から 18 時間後)

- **ラベルフリー・蛍光イメージングいずれにも対応**
2種類の製品ラインナップからご選択頂けます。



LUX FL

- 蛍光 (緑、赤色) ・ 明視野、いずれにも対応可能なライブセル・イメージングシステムです。
- 蛍光イメージングのタイムラプス間隔は 5 分～ 2 時間にて設定可能です。

LUX BR

- 明視野ライブセル・イメージングシステムです。

仕様

	LUX BR	LUX FL
撮影モード	明視野	明視野・蛍光
倍率	対物レンズ: x 10 / デジタルズーム: x20	対物レンズ: x 10 / デジタルズーム: x 20
蛍光フィルタ	—	緑: Excitation: 452/45 nm, Emission: 512/23 nm 赤: Excitation: 561/14 nm, Emission: 630/90 nm
カメラ	6.4MP CMOS	6.4MP CMOS
スキャンエリア	1.45 x 1.45 mm	1.45 x 1.45 mm
光源	LED	LED
データ保存	Online モード: クラウド Offline モード: ローカルディスク	Online モード: クラウド Offline モード: ローカルディスク
クラウドライセンス	購入時: 1年、延長: 1、5年	購入時: 1年、延長: 1、5年
画像サイズ	2072 x 2072 pixels	2072 x 2072 pixels
データフォーマット	JPG, TIFF, XLSX, MP4	JPG, TIFF, XLSX, MP4
対応容器	マルチウェルプレート・培養ディッシュ・フラスコ マイクロ流路デバイスなど	マルチウェルプレート・培養ディッシュ・フラスコ マイクロ流路デバイスなど
サイズ	166 x 140 x 135 mm (L x W x H)	166 x 140 x 135 mm (L x W x H)
重量	1.3 Kg	1.3 Kg
使用環境	温度: 5~40 °C / 湿度: 20-95 %	温度: 5~40 °C / 湿度: 20-95 %

ソフトウェア



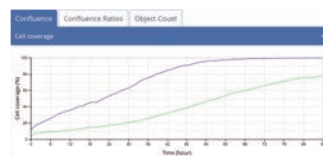
細胞コンフルエンス:
細胞占有面積率を測定し、増殖・生存率を分析します。



スクラッチアッセイ:
損傷治癒、細胞遊走、浸潤を測定します。



蛍光イメージング:
蛍光染色した細胞を定量化します。

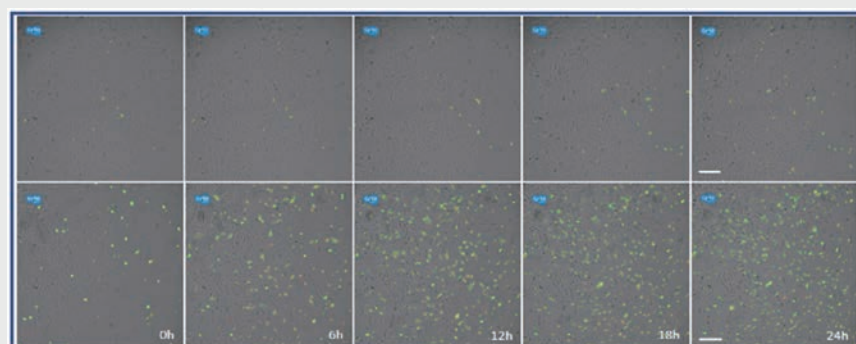


注 1) 蛍光対象物カウントソフトウェアは LUX FL のみご使用できます。

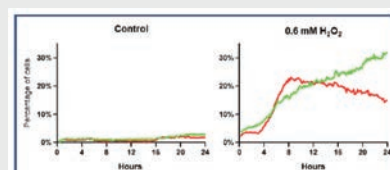
注 2) Offline 使用時、解析ソフトはご使用頂けません

アプリケーション例 細胞アポトーシス

A:



B:



A: pSIVA™-1ANBD (緑) と Propidium Iodide (赤) を用いた蛍光イメージング (左から 0、6、12、18、24 時間後。上段は処置無し、下段は 0.6mM H₂O₂ でアポトーシスを誘導)。緑色はアポトーシスの発 CytoSMARTDemo2020 を示す。(スケールバー: 200 μm)。

B: 緑と赤それぞれの細胞の割合を示す (左: 処置無し、右: アポトーシス誘導)



製品情報

<https://www.axionbiosystems.com/ja/products/imaging/lux>



www.axionbiosystems.com
info-japan@axionbio.com

日本国内販売代理店



キコーテック株式会社

本社 大阪府箕面市船場西三丁目10番3号
〒562-0036 TEL 072(730)6790 FAX 072(730)6795
東京支社 神奈川県川崎市中原区新丸子東三丁目1200番地 KDX武蔵小杉ビル
〒211-0004 TEL 044(430)3245 FAX 044(433)4390
つくば営業所 茨城県つくば市竹園二丁目3番17号第一・ISSEIビル
〒305-0032 TEL 029(850)3771 FAX 029(856)3881
神奈川営業所 神奈川県藤沢市藤が岡一丁目8番14号田中ビル1F
〒251-0004 TEL 0466(55)4110 FAX 0466(55)4120

<https://www.kiko-tech.co.jp/>

