

ImageXpress HCS.ai ハイコンテンツスクリーニングシステム

ワイドフィールドモデルが 2026 年 12 月 20 日までの受注で

希望小売価格 61,931,900 (税別) → **2700 万円** (税別)

* 国内設置先への送料を含みます。

* 設置作業費用は別途がかかります。

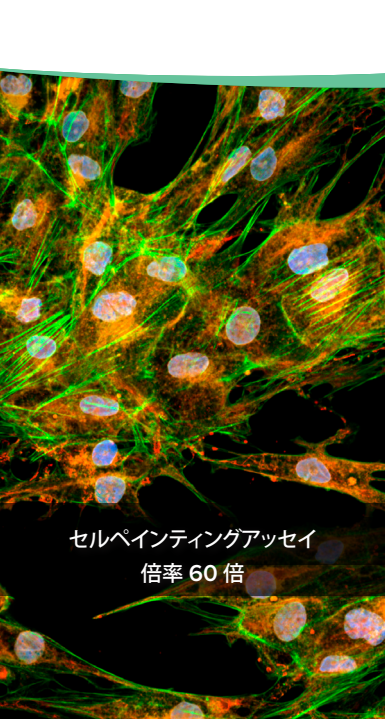
ImageXpress HCS.ai ハイコンテンツスクリーニングシステム (ワイドフィールド)

キャンペーンモデルの主な特徴

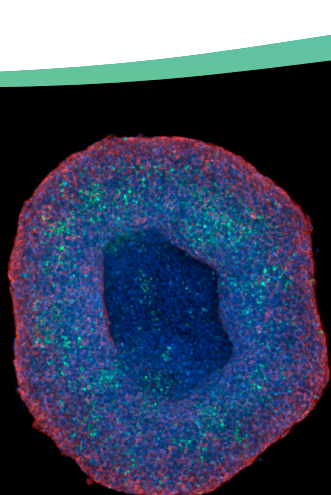
- ・ AI 画像解析を標準搭載
- ・ より高品質な画像と優れたデータ分析
- ・ 高速画像取得でハイスループットを向上
- ・ コンフォーカルモデルへのアップグレード



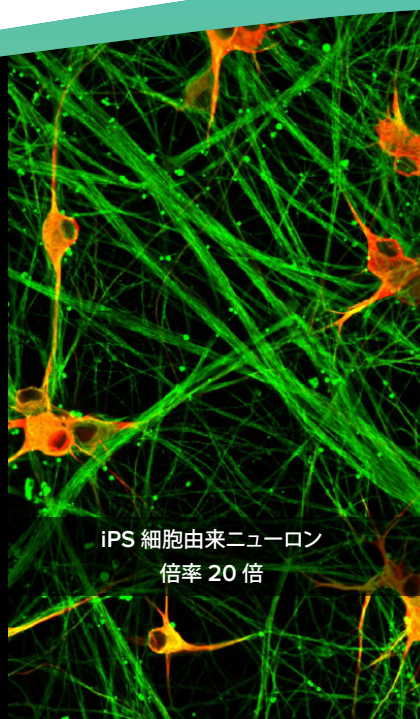
製品ページは
こちら



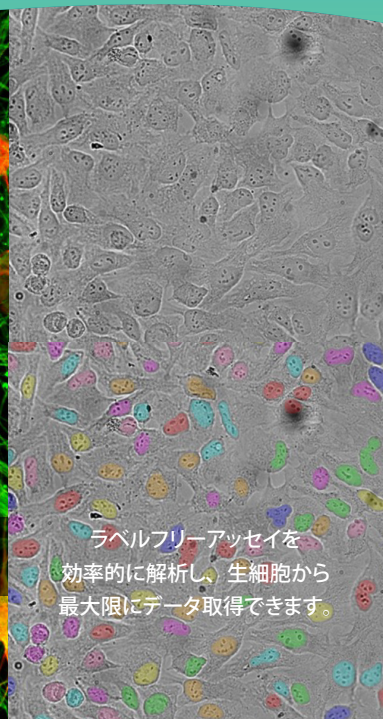
セルバインティングアッセイ
倍率 60 倍



HEPG2 スフェロイド
倍率 10 倍



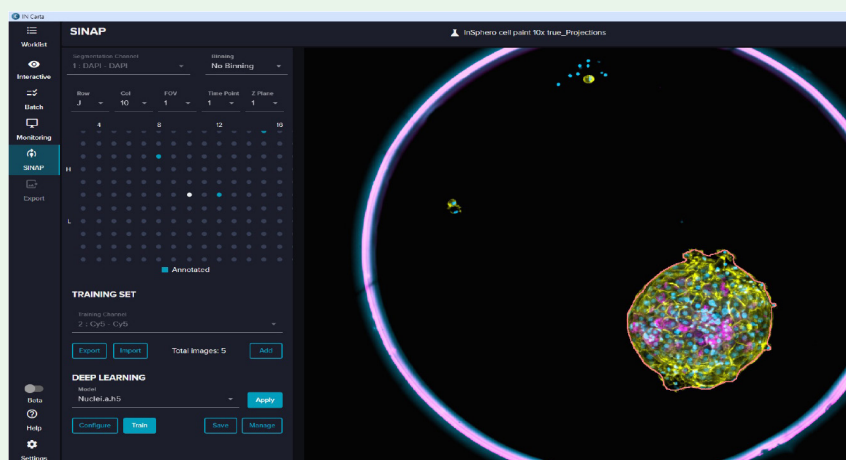
iPS 細胞由来ニューロン
倍率 20 倍



ラベルフリーアッセイを
効率的に解析し、生細胞から
最大限にデータ取得できます。

正確な画像解析のための高度な AI

IN Carta® 画像解析ソフトウェアは、機械学習を活用して難解なアッセイからでも 信頼できる洞察を提供し、すべての研究者が高度な解析を利用できるようにします。MetaXpress Acquire ソフトウェアとのシームレスな統合により、画像取得からデータ 解析と洞察に至るまでの単一かつ効率的なワークフローが実現します。



ディープラーニングアルゴリズムはわずか数回のクリックで簡単にトレーニングでき、必要ときに再利用できます。



IN Carta ソフトウェアを使用して結果を視覚化し、より迅速に洞察を得られます。

複雑な画像やデータセットから 最小限のトレーニングで ロバストな定量結果を生成

- ガイド付きワークフローとバッチ処理および自動化処理で効率を向上させ、使い慣れるまでの時間を短縮し、実践的なデータを得るために必要な時間を最小化します。
- ディープラーニングアルゴリズムを用いて、ラベルフリーな細胞や 3D 構造などの解析困難なサンプルから特徴を簡単に抽出します。
- Segmentation-Is-Not-A-Problem (SINAP) モジュールにより、バイアスのないターゲット検出が可能となり、人為的なミスが最小限に抑えられます。
- AI ディープラーニングモデルを短時間でトレーニングして、画像解析ワークフローの主要なボトルネックを解消します。

ImageXpress HCS.ai ハイコンテンツスクリーニングシステム (ワイドフィールド) キャンペーンモデルの主な構成

- 5 チャンネル蛍光検出用 LED 光源およびフィルター (DAPI、FITC、TRITC、TxRed、Cy5)
- 明視野イメージング用透過光照明
- 10X Plan Apo Lambda D 0.45NA 対物レンズ
- MetaXpress Acquire 取得ソフトウェアおよび IN Carta 画像解析ソフトウェアを搭載した Windows コンピューター
- 32 インチモニター (3840 × 2160、4K 解像度)
- IN Carta SINAP ソフトウェアモジュール (機械学習による画像セグメンテーション)
- IN Carta Phenoglyphs ソフトウェアモジュール (機械学習による表現型分類)

お問い合わせ

モレキュラーデバイスジャパン株式会社

Phone: 0120-993-656

Web: www.moleculardevices.co.jp

Email: info.japan@moldev.com

