



顕微鏡用画像解析ソフトウェア関連製品のご紹介

MetaMorphシリーズをご愛顧頂いておりますお客様におかれまして、関連製品であるハイコンテンツイメージング製品をご紹介いたします。

弊社のハイコンテンツイメージング (HCI) およびハイコンテンツ解析 (HCA) システムは、顕微鏡画像解析ソフトウェアMetaMorphの強みを継承したまま、柔軟な拡張機能を備えており、お客様の幅広い研究ニーズに応じてご使用頂ける仕様でございます。より簡便な操作性と機械学習機能を搭載した最新の画像解析ソフトウェア「IN Carta」や、ボックス型自動顕微鏡システムImageXpress® Pico 自動細胞イメージングシステムなど、よりハイスループットで定量解析を実現する幅広いイメージング製品ラインナップを取り揃えております。

MetaMorphをご利用のお客様におかれましては、弊社の各ImageXpress製品シリーズ向けに最適化されたMetaXpress画像解析ソフトウェアは容易に操作することが可能でございますので、ぜひこの機会に関連製品をご検討頂ければ幸いです。どうぞ宜しくお願い申し上げます。

【製品の情報はこちらのリンクよりご覧いただけます】

ImageXpressソリューションに関する情報：

<https://www.moleculardevices.co.jp/systems-cat/imaging>

ImageXpress Confocal HT.ai ハイコンテンツ・イメージング・システム：

<https://www.moleculardevices.co.jp/systems/imagexpress-confocal-ht-ai>

MetaXpress ハイコンテンツ画像取得・解析ソフトウェア：

<https://www.moleculardevices.com/products/cellular-imaging-systems/acquisition-and-analysis-software/metaxpress>

IN Carta 画像解析ソフトウェア：

<https://www.moleculardevices.co.jp/systems/in-carta-image-analysis-software>

ImageXpress® Pico 自動セルイメージングシステム：

<https://www.moleculardevices.co.jp/systems/imagexpress-pico-automated-cell-imaging-system>

詳細につきまして、以下のお問い合わせ先にご連絡を頂きたく宜しくお願い申し上げます。

お問い合わせ先：

モレキュラーデバイスジャパン株式会社

〒103-0002 東京都中央区日本橋馬喰町 2-7-8 いちご日本橋イーストビル 7 階

TEL: 0120-993-656 | メール：info.japan@moldev.com