

お客様および代理店様各位

ImageXpress Micro XL/XLS ハイコンテンツイメージングシステム サービスサポート終了のご案内

謹啓 平素より弊社モレキュラーデバイスの製品に格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

この度、発売以来大変永きに渡り多くのお客様にご愛顧頂いてまいりました ImageXpress Micro XL/XLS ハイコンテンツイメージングシステムにつきまして、サポート終了を迎えることとなりました。

詳細につきましては下記をご参照ください。

現在、本システムをご使用いただいておりますお客様におかれましては後継機種への更新を是非ご検討いただきたく、よろしくお願い申し上げます。弊社と致しましては、今後もお客様のニーズに合った製品開発を進めて参りますので、今後とも一層のご愛顧を賜れば幸いに存じます。

敬白

記

対象製品： ImageXpress Micro XL/XLS

サポート終了時期： 2024年6月6日

後継機種： ImageXpress イメージングシリーズ

(<https://www.moleculardevices.com/products/cellular-imaging-systems>)

なお、ご不明な点につきましては、下記のフリーダイヤルまたはメール宛てにご連絡いただきますよう、お願い申し上げます。

以上

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 | FAX: 03-6362-5269 | Mail : info.japan@moldev.com

モレキュラーデバイスジャパン株式会社

[東京本社]〒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 7F

TEL : 0120-993-656 FAX : 03-6362-5269

[mail to : info.japan@moldev.com](mailto:info.japan@moldev.com)

moleculardevices.co.jp | moleculardevices.com