

お客様および代理店様各位

2022年10月吉日

顕微鏡用画像解析ソフトウェアMetaMorphの販売終了のご案内

拝啓 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。発売以来30年以上という大変永きに渡り多くのお客様にご愛顧頂いておりました顕微鏡用画像解析ソフトウェアのMetaMorphシリーズは、この度2022年12月末をもって販売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にてお知らせ致します。

敬具

記

製品名：MetaMorph、MetaFluor、MetaVue（ソフトウェアおよびメンテナンスプラン）

販売終了日（国内最終受注日）：2022年12月20日

日本国内サポート終了日：2023年12月27日

【ご注意頂きたい事項】

※メンテナンスプランの受注につきましては、有効期限内であればご購入いただけます。

※現在の有効期限に対して、最長1年間の有効期限を延長いたします。2023年中に有効期限を迎えるライセンスについては、延長できる有効期限は1年未満になります。

※全てのメンテナンスプランの有効期日は、最長2023年12月31日となりますのでご注意ください。

※販売終了までに、すべてのMetaMorphシステムを最新版7.10.5（2022年リリース）にアップデート頂くことを強く推奨致します。

画像解析におけるMetaMorphソフトウェアの強みと豊富な知見は、弊社イメージング関連製品に継承かつ活かされ、継続的にバイオイメージング分野における新製品開発を実施していく所存です。関連製品の情報については、別紙をご参照ください。

なお、ご不明な点につきましては、下記のお問い合わせ先までお願いいたします。

今後とも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

以上