



2019年5月28日

各位

2019年以降、SpectraMax® M シリーズマルチモードマイクロプレートリーダー（M2/M2e、M3、M4、M5/M5e）、FlexStation® 3 マルチモードマイクロプレートリーダー、Gemini™ XPS/EM 蛍光マイクロプレートリーダー、SpectraMax® L 発光マイクロプレートリーダー、SpectraMax® Plus384、190、340PC384、VersaMax™ 吸光マイクロプレートリーダー、および StakMax® マイクロプレートハンドリングシステムの製造に、最新のデザインが取り入れられ、製品ラインが現在の弊社のブランディングに沿ったものに変更されます。

これらの新しいデザインの装置は、形、フィット感、機能面においては従来の製品に適合します。装置内部機構に変更はありません。あくまでも LCD 画面の色および外側シャーシの色が変更されるに過ぎません。製造プロセスと検証試験は従来と同一であり、ISO9001 規格に準拠しています。

Molecular Devices のプレートリーダーの皆様のご愛顧に感謝し、今後ともパートナーとしてお付き合いできることを楽しみにしています。

この件に関して、ご質問がございましたら、弊社のテクニカルサポートチームまでお気軽にお問い合わせください。



Shreen Ibrahim
Director, Global Quality and EHS