

お客様各位

平成 30 年 12 月 14 日

Biologics Solutions 部門 (Forte Bio) の国内事業開始について

拝啓

時下ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。平素より弊社商品をご愛用頂き大変感謝いたします。この度、弊社では新しく Biologics Solutions 部門（Foretebio 事業）を設立し 2019 年 1 月 1 日より国内事業開始の運びになりました。

ForteBio 事業は、日本ポール社の ForteBio 部門の製品を吸収し、Molecular Devices 社の Biologics Solutions 部門（Foretebio 事業）として業務を開始する準備を行って参りました。当事業は、Octet シリーズ、BLItz、Pioneer シリーズ、ClonePix 2、CloneSelect Imager、QPix 400 Colony Pickers シリーズ、関連消耗品、Advanced Workflow Engineering Solutions(AWES)を製品としてご提供していきます。

この統合により、弊社がこれまでに培ってきた生物製剤リードスクリーニングおよび細胞株開発のための統合ワークフローソリューション技術、知識を生かした最良の商品、サービスを提供して参ります。

Molecular Devices 社は、各部門それぞれの製品を引き続き販売とサポートをいたします。継続的な購買とサポートのご提供を維持する体制を整えております。また、変更が生じた場合は遅滞なくお知らせいたします。ForteBio 事業についての詳細は、ホームページ www.moleculardevices.co.jp に掲載いたします。

ForteBio 事業のお問い合わせは fortebiosales.japan@moldev.com にて承ります。

なにとぞ倍旧のご支援を賜りますようお願い申し上げます

敬具

モレキュラーデバイスジャパン株式会社

代表取締役社長 伊佐 正弘