

2026年7月吉日

お取引先様各位

モレキュラーデバイスジャパン株式会社
コマーシャルオペレーション部

2026年8月度 弊社倉庫業務休業日のお知らせ

拝啓 時下ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。平素は弊社製品に格別のご愛顧を賜り、厚く御礼申し上げます。

さて、誠に勝手ながら、下記の期間において弊社倉庫業務を休業とさせていただきます。
ご不便をおかけいたしますが、何卒ご理解を賜りますようお願い申し上げます。

敬具

記

倉庫夏季休業日 ： 2026 年 8 月 10 日（月）～8 月 14 日（金）

製品（装置・試薬消耗品）の出荷、デモ機・修理代替機の発送対応可能日：

2026 年 8 月 7 日（金）まで

2026 年 8 月 17 日（月）以降

なお、冷凍・冷蔵品の試薬につきましては、品質保持の観点から、土日・祝日をまたぐ輸送や、代理店様にてお受け取りができない日程での発送は弊社出荷対応可能日であっても、出荷を控えさせていただきますので、あらかじめご了承くださいようお願い申し上げます。

お問い合わせ先

TEL : 0120-993-656

e-mail : info.japan@moldev.com

以上