

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

2025 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高配を賜り、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、何卒ご理解賜りますようお願い申し上げます。

敬具

記

- 1) 商品棚卸による休業日：2025 年 8 月 6 日(水)
- 2) 倉庫夏季休業日：2025 年 8 月 11 日(月・祝)～2025 年 8 月 15 日(金)

*デモ機・修理代替機の出荷再開日：1) 8 月 7 日(木) 2) 8 月 19 日(火)

■ 休業日前の出荷対応について

- 1) 8 月 5 日正午までに弊社にて受領した、国内在庫のある試薬・消耗品のご注文：同日出荷
8 月 5 日正午以降に受領した、国内在庫のある試薬・消耗品のご注文：8 月 7 日(木)出荷
*ご注意ください：翌々日配達エリア宛の出荷は、夏季休業明け 8 月 18 日(月)以降となります。

- 2) 倉庫夏季休業日前 最終営業日 8 月 8 日(金) 正午までに受領した試薬・消耗品ご注文の出荷日予定

お届け先地域	区分	出荷日
翌日配達エリア	国内在庫あり 常温発送商品	2025 年8月8日(金)
翌日配達エリア	国内在庫あり 保冷発送商品	2025 年8月18日(月)
翌々日以降配達エリア	国内在庫あり 常温発送商品	2025 年8月18日(月)
翌々日以降配達エリア	国内在庫あり 保冷発送商品	2025 年8月18 日(月)
配達エリア問わず	国内に在庫がない商品	2025 年8月19日(火)以降入荷次第順次

*8月8日(金)正午以降にいただいたご注文書は、最短で8月18日(月)の出荷になります。

■ 本件に関するお問合せ：弊社オーダーマネジメント&ロジスティクス部

電話番号 0120-993-656(代表) OML 宛 e-mail アドレス orders.jpn@moldev.com

以上