

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

弊社倉庫夏季休業日のお知らせ

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、弊社では下記の期間、倉庫業務を夏季休業とさせていただきます。
ご不便をお掛け致しますが、ご理解賜りたくお願い申し上げます。

敬具

記

- 倉庫夏季休業日：2024年8月12日(月・祝)～2024年8月16日(金)
- デモ機・修理代替機は2024年8月20日(火)より出荷を再開致します。
- 弊社オフィスは上記期間も土・日・祝日を除き通常通り営業致します。
- 夏季休業日前出荷のお取り扱い
8月8日(木)正午までに弊社にて受領した試薬・消耗品のご注文は以下の通り対応致します。
なお、お盆期間中長期間輸送業者に貨物を預けることを回避するため、原則的に8月9日の出荷対応は避けさせていただきたくお願い申し上げます。

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	2024年8月8日(木)
翌日配達エリア	国内在庫あり 保冷発送商品	2024年8月8日(木)
翌々日以降配達エリア	国内在庫あり 常温発送商品	2024年8月19日(月)
翌々日以降配達エリア	国内在庫あり 保冷発送商品	2024年8月19日(月)
配達エリア問わず	国内に在庫がない商品	2024年8月19日(月)以降入荷次第順次

*8月8日(木)正午以降にご注文書をいただいた場合：
国内在庫ありの商品についても、最短で8月19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