

2025年12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

弊社年末年始休業日のお知らせ

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まして、厚く御礼申し上げます。

誠に勝手ではございますが、2025年12月27日（土）から2026年1月4日（日）までは、休業とさせていただきます。弊社倉庫も同様のスケジュールにて休業させていただきます。またデモ機/修理代替機の2026年、年始出荷開始日は1月8日（木）からになります。製品によっては、年末休業前にご注文を頂いた場合でも、物流の関係でご対応できないことがございますので、ご要望等ございましたら担当営業までご相談ください。

期間中は御迷惑をおかけいたしますが、何卒ご了承くださいますようお願い申し上げます。

敬具

記

■ 弊社及び弊社倉庫年末年始休業日：2025年12月27日（土）～2026年1月4日（日）

年末最終営業日	2025 年12月 26 日（金）
年末年始休業日	2025 年12月 27 日（土）～2026 年1 月 4 日（日）
通常営業	2026 年1 月 5 日(月)から
年末最終出荷日	2025 年12月25日（木）
年始出荷開始日	2026年1月 5 日(月)から ※デモ機/修理代替機は 2026年1月 8 日(木)から

以上

モレキュラーデバイスジャパン株式会社

[東京本社]〒103-0002 東京都中央区日本橋馬喰町 2-7-8 いちご日本橋イーストビル 7F

TEL : 0120-993-656 FAX : 03-6362-5269

mail to : info.japan@moldev.commoleculardevices.co.jp | moleculardevices.com