

2025 年 6 月吉日

お客様各位（お取引先様各位）

テカージャパン株式会社
神奈川県川崎市幸区堀川町 580-16
TEL:044-556-7311/FAX:044-556-7312
info.japan@tecan.com, <https://www.tecan.co.jp>

棚卸に伴う出荷停止・臨時休業のお知らせ

拝啓 貴社ますますご清祥のこととお喜び申し上げます。

平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

さて、弊社では棚卸に伴い、誠に勝手ながら下記の通り出荷停止および臨時休業とさせていただきます。

大変ご迷惑をお掛けいたしますが、何卒ご了承を賜りますようお願い申し上げます。

敬具

記

出荷停止：2025 年 7 月 3 日(木) 正午～4 日(金) 終日

休業：2025 年 7 月 4 日(金) 終日

以上

