

2024年2月吉日

お客様各位（お取引先様各位）

テカンジャパン株式会社  
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](mailto:info.japan@tecan.com), <https://www.tecan.co.jp>

## 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、誠に勝手ながら、弊社社内行事に伴い、下記のとおり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

**休業日：2024年2月22日(木) 終日**

以上

