

2024年3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, <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4月5日(金) 終日

以上

