

代表取締役辞任のお知らせ

謹啓

霜寒の候、ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。

平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

さて、私こと2022年1月31日をもちまして、私事都合によりテカンジャパン株式会社の代表取締役社長を辞任することと相成りました。在職中は、公私ともに格別のご厚誼を賜り心より御礼申し上げます。

後任の代表取締役が就任致しますまでの間は、Tecan AG ライフサイエンス・ビジネスディビジョンのヘッドであるクラウス・ルンが日本のビジネス全般の統括をさせていただきます。

何卒ご指導ご支援のほどよろしくお願い申し上げます。

本来であれば参上して御挨拶申し上げるべきところ、甚だ略儀ではありますが書中をもって御挨拶申し上げます。

敬白

2021年12月吉日

テカンジャパン株式会社
伊藤 浩孝

