

## 代表取締役就任のお知らせ

謹啓

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 6 月 29 日付にてテカンジャパン株式会社の代表取締役社長に就任いたしました。皆様のご期待に添えますよう最善の努力をもって社業発展に尽くしてまい  
る覚悟ですので、何とぞ一層のご指導ご鞭撻のほどお願い申し上げます。

まずは略儀ながら書中をもってご挨拶申し上げます。

敬白

2022 年 7 月 吉日

テカンジャパン株式会社  
代表取締役社長 伊藤 浩孝

