

2021年5月10日

御 取 引 先 各 位

〒212-0013

神奈川県川崎市幸区堀川町 580-16
テカンジャパン株式会社
カスタマーサポート事業部

海外からの運送費用ご負担のお願い

拝啓 貴社益々ご盛栄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、新型コロナウイルス感染拡大に伴う影響を受け、航空会社の運休、減便、機材縮小が続いており、弊社が利用している海外からの輸送につきましても運送費用の高騰が続いております。これまで、皆さまにご迷惑を掛けないう弊社のできる限りの努力を重ねてまいりましたが、今後これ以上の全額負担を行うことは難しい状況となりました。

つきましては、当面の間、運送費用の一部を下記の通り別途ご負担頂きますよう何卒ご理解、ご協力賜りたくよろしくお願い致します。

敬具

記

- 期 間 : 2021年6月1日ご注文分より当面の間

- 対象製品：消耗部品
 - ※ ディスポーザブルチップ、トラフ、プレートなどの消耗品、点検・修理パーツに使用しているサービス部品など輸入している全製品が対象です。
 - ※ 保守契約内で交換する製品は対象外です。
 - ※ 国内調達品、及び、既にご注文済みの製品は対象外です。

- 運送費用：製品の希望小売価格の5%(税別)
 - ※ 例えば、希望小売価格の合計が50,000円(税別)の場合、運送費用は2,500円(税別)となります。
 - ※ 運送費用は割引対象外となります。

- ※ 希望小売価格は、販売代理店が自主的に設定する販売価格を拘束するものではありません。

以上