

2023年1月吉日

お客様各位

テカンジャパン株式会社
カスタマーサポート事業部
営業部

希望小売価格改定のお知らせ

拝啓 時下ますますご清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、誠にありがとうございます。

弊社ではこれまで、出来る限り価格維持に努めてまいりましたが、このところの運送費や原材料費の高騰および人件費の増加などにより、現状の価格を維持することが困難な状況となりました。

つきましては、2023年4月3日より、下記修理・点検等サービス料金および製品の希望小売価格を改定させていただくことになりました。

今後も人員増強、技術力向上に努め、お客様に迅速且つ確実にサービスおよび製品を提供できるように努めて参ります。

何卒ご理解を賜りますようお願い申し上げます。

敬具

記

【対象サービス】

- ・ 修理作業
- ・ スポット点検作業
- ・ IQOQ などバリデーション作業
- ・ 保守契約
- ・ その他、改修作業等

【対象製品】

- ・ 自動分注機
- ・ プレートリーダー、プレートウォッシャー
- ・ テカングenomix製品
- ・ 固相抽出装置

【価格改定日】

2023年4月3日受注分より

※新価格につきましては2月中旬頃弊社販売代理店様向けにご案内予定です。

以上

※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。