



2023年9月吉日

お客様各位（お取引先様各位）

〒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

問い合わせ新システム導入のお知らせ

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。
この度、弊社のサービス向上を目的とした問い合わせ用の新システム（テカンサポートポータル）を導入いたします。
Web（メール）を利用したサービスにより、明確かつ迅速なコミュニケーションを促進し、サポートの改善に努めてまいります。ぜひご活用ください。
何卒ご理解、ご協力賜りたくよろしくお願い申し上げます。
ご不明な点がございましたらどうぞお気軽にお問い合わせください。

敬具

記

- 新サービス名称：テカンサポートポータル
- 導入開始：2023年9月26日（火）より
- 変更内容：カスタマーサポートの問い合わせフォーム、またはメールによる helpdesk-jp@tecan.com 宛の問い合わせについて、管理番号（チケット番号）を付番し、自動応答メールにてチケット番号をお知らせいたします。
お問い合わせフォームの初回ご利用時にアカウント作成が必要となります。

※弊社担当者からの連絡の他に、チケット番号のご案内や対応完了時のお知らせなど、進捗管理を目的とした自動応答メールが複数送られる場合がございます。

- テカンサポートポータルに関する問い合わせ先：
カスタマーサービス事業部
TEL：044-556-7338
eMail：infojapan@tecan.com

以上