



RPPA サービス一時休止のお知らせ

お客様各位

平素より弊社 RPPA サービスをご利用いただき、誠にありがとうございます。

今般、弊社にて使用しているスライドガラスの供給がストップしましたため、従来通りのサービスを続けることが困難になりました。弊社におきましては、代替のスライドガラスを用いてシームレスにサービスが提供できるよう努力してまいりましたが、測定系の改良に予想以上に時間がかかっておりますため、やむを得ず本サービスを一時的に休止させていただくことにいたしました。お客様にはご迷惑をおかけしまして大変申し訳ございませんが、新たなスライドガラスを用いたサービスの再開までしばらくお待ちいただくこととなります。サービス再開の際には、弊社ホームページにてご案内差し上げますので、今後とも弊社 RPPA サービスをよろしくお願いいたします。

カルナバイオサイエンス株式会社