

2023年4月1日

お客様各位

ザルトリウス・ジャパン株式会社
技術サービスセンター

修理不能器種・シリーズのご案内（ピペット）

拝啓

平素より格別のご高配を賜り誠に有難うございます。

弊社では補修部品の製造終了に伴い、下記の製品・シリーズを修理不能器種とさせていただきます。また、製造後長期間を経過した機器につきましては、経年劣化による突然の故障なども起こりやすくなります。ピペットを安心してお使い頂くため、突然の故障によるダウンタイム予防のため、該当する機器につきましては、順次、更新をご検討いただきますようお願い申し上げます。なお、ご不明な点等ございましたら、下記連絡先までお問合せください。

敬具

記

修理不能器種・シリーズ

<手動ピペット>

- | | | | |
|-----------|----|------------------|--------------|
| ・ Proline | ア) | アルファベット1文字で始まるもの | (例) P 90725 |
| | イ) | アルファベット2文字で始まるもの | (例) AU52678 |
| | ウ) | 4~14 から始まるもの | (例) 14023614 |

※上記以外のシリアルのものについては、現在も修理対応が可能です。

<電動ピペット>

- ・ Proline（※OEM 製品を含む）、ePET、eLINE

※部品供給停止により、充電バッテリー以外の補修部品が在庫限りとなりました。補修部品の在庫がある限り、修理対応を継続していきますが、部品在庫が無くなった場合は、修理不能製品として、修理を実施せずご返却させていただきます。

※上記製品において定期点検や校正をご希望される場合については、これまで通り対応させていただきます。ただし、動作不良や精度不良等で部品交換等の修理を伴う場合は、修理不能製品として修理を実施せずご返却させていただきます。

【お問い合わせ先】：ザルトリウス・ジャパン株式会社 技術サービスセンター

TEL：03-4586-0600 / FAX：03-4586-0602

以上