

2024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（天びん、水分計、プリンター等）

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いております。また、製造後長期間を経過した機器につきましては、電子部品の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。電子天びん等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、該当する機器に付きましては、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

## 1. 修理不能器種・シリーズ

ア) 型式が4ケタの数字で始まる器種・シリーズ（電子天びん）

イ) 型式がアルファベットで始まる器種・シリーズ

◎電子天びん：A、AC、AX、AY、AZ、AM01、B、BA、BJ、BP、C、CC、CP、CPA、E、EC、ED、ELT、G、GA、GC、GD、GH、GP、GSI、H、L、LA、LC、LE、LP、M、MC、P、PT、QT、R、RC、S、SC2、SE2、TE、U、X、XT、NS、CRD-150、WZ、WZA124、WZA\_\_-X、WZG、ME、PMA6200、PMA7200、PMA7500、PMA\_\_-X、CM8200

◎水分計：MA30、MA40、MA35、MA45、MA50、MA51、MA150、MMA30、M2、MA100（S/Nが1で始まるもの）

◎プリンター：YDP01、YDP02、YDP03、YDP10BT-0CE

◎pHメータ：PB、PP、PT、PY、Docu-pH、Docu-pH+

◎MD8、その他：SM16744、SM16746、SM16747、SM16748、16744、16746、16747、16748、YSB01

【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

## 2. ミネベアミツミ(株)へ移管した器種・シリーズ（※旧ザルトリウス・インテック(株)製品）

CB、CH、CIS、CIX3、CW、EA、F、FB、FBG、FC、FD、FCA、FCT01、I、IB、IC、IWA、IS、ISI10/20/30、QCT01、QA、QC

【お問い合わせ先】：ミネベアミツミ株式会社 センシングデバイス事業部 インテック製造 FE課（インテックリペア）

TEL：0466-22-7150 / FAX：0466-52-5727

以上