

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



ザルトリウス社製 天びん／プリンター／水分計等の修理サポート状況のご案内

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、及び修理サービス対象外製品

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、ME、P、PT、QT、R、RC、S、SC2、SE2、TE、U、X、XT、NS、CRD-150、WZ、WZA124、WZA1203、WZA1203-CW、WZA__-X、WZG、VIC、CM8200、PMA6200、PMA7200、PMA7500、PMA__-X、CCE (S/N.が1又は2で始まるもの)、EVO1S1N1-C (*1)

◎水分計 : MA30、MA40、MA35、MA36、MA45、MA50、MA51、MA150、MMA30、M2、MA100 (S/N.が1又は2で始まるもの)

◎プリンター : YDP01、YDP02、YDP03、YDP04、YDP10BT-0CE、YDP20-0CE、YDP30 (*1)、YDP40、YDP50 (*1)

◎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、J1-16666

(*1) 現行販売製造品となりますが、修理サービス対象外製品となります。

【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 : 03-4579-0304 / E-mail : Service.JP@sartorius.com

2. ミネベアミツミ(株)へ移管した器種(旧ザルトリウス・インテック(株)製品)については、下記連絡先へお問い合わせ下さい。

【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 F E 課 (インテックリペア)

TEL : 0466-22-7150 / FAX : 0466-52-5727

以上