

# 天びん／はかり 修理申込書

修理をご希望の際は、必ず本申込書に必要事項をご記入の上、機器に添付して下さい。

\*梱包、及び送付方法については、別紙「はかりの梱包方法について注意事項」を必ずご覧いただきますようお願いいたします。

## 1. ご依頼者様の情報

記入日： 年 月 日

代理店名／ご担当者名		
ご住所	〒	
TEL／FAX		
お客様名／ご担当者名		
ご住所	〒	
TEL／FAX		

## 2. 天びん／はかりの情報

器種 (Model)	器番 (Serial)
付属品	
<input type="checkbox"/> ひょう量皿 <input type="checkbox"/> リング <input type="checkbox"/> パンサポート <input type="checkbox"/> 皿受け軸 <input type="checkbox"/> 風防一式 <input type="checkbox"/> ガラスリング <input type="checkbox"/> ダストカバー <input type="checkbox"/> ACアダプター <input type="checkbox"/> 電源コード <input type="checkbox"/> 3Pコネクター <input type="checkbox"/> 風防上ふた <input type="checkbox"/> 下ふた <input type="checkbox"/> 箱	

## 3. 故障・不具合の状況

(できるだけ詳しく症状をお書き下さい)

## 4. 見積 要 不要

## 5. ご返送先 (修理中止や修理不能の場合なども含めて) 代理店様 ユーザー様 指定先

指定先名／ご担当者名		
ご住所	〒	
TEL		※ユーザー様直送をご要望の場合、部署等もご記載下さい

## 6. ご依頼品送付先

①関東・東海・東北・北陸・北海道エリアのお客様	※2022年10月より送付先が変更になりました。	
〒140-0003	東京都品川区八潮3-3-6 東京レールゲートイースト5階東側	Tel 03(5755)1532
	近鉄ロジスティクス・システムズ 東京第2ターミナル／ザルトリウス	製品修理担当 宛
②近畿・中国・四国・九州・沖縄エリアのお客様		
〒532-0003	大阪府大阪市淀川区宮原4-3-39 新大阪NKビル3F	Tel 03(6478)5203

## 7. 安全性確認署名

修理技術者の安全確保の為、機器が人体に有害な物質等にさらされていないことを確認いただき、ご署名をお願い致します。

(※署名がない場合、修理をお断りする場合があります。)

署名： \_\_\_\_\_

日付： \_\_\_\_\_ 年 月 日

## 別紙 「天びん／はかりの梱包、送付についての注意事項」

★天びんを梱包／送付される際には、以下の注意事項を遵守頂き、各エリアの「6. ご依頼品送付先」へご送付下さい。

(注1) 送料につきましては双方元払いとさせて頂いております。(弊社から製品をご返却する際は、弊社にて送料を負担させていただきます。) また、着払いで製品をお送り頂いた場合はお受けとり出来ませんので予めご了承ください。 特別な事情がない限り、修理品はそのままご返却させていただきます。

(注2) 補修部品の欠品等、お預かりしても修理が出来ない器種がございます。ご送付いただく前に弊社技術サービスセンターへ修理対応可否のお問い合わせを必ずお願いいたします。

- 1 皿など天びん本体から取り外せるものは全て取り外し、可能な限り別梱包にしてください。  
(※同じ箱に入れることは問題ありません。ただし表示部の上に AC アダプター等の付属品が来ないようにしてください。)
- 2 Cubis 分析天秤シリーズ、CPA225D 等の外置き電子モジュールタイプは本体と共に必要ですので必ずご送付下さい。
- 3 ご依頼内容が風防関係の不良でない場合は、CPA、Practum、Quintix、Secura シリーズのガラス風防付きタイプは、風防を取り外し、送付しないようにしてください。
- 4 ガラス風防（リング状の）が取り外せる形式のものは、エアキャップで十分に包んだ上、梱包するか、送らないでください。
- 5 風防と本体が一体型のものは、風防のドアが箱内で開閉しないよう、養生テープ等でしっかり固定してください。
- 6 本体に突起があるもの（皿軸など）は突起部に衝撃・力が加わらないようにしてください。
- 7 本体はエアキャップなどで包み、箱は一回り大きいものを用意し底抜けしないよう十分にテープで補強してください。
- 8 箱内には十分な緩衝材を入れ、本体が緩衝材で覆われ動かないような状態に梱包してください。  
(※箱の底部には最低でも 20cm 位の緩衝材を敷いてください。また天びんが箱の中心に来よう梱包願います。)
- 9 本体は 1 箱につき 1 台としてください。複数台入れた場合、破損の恐れがございますので絶対にお止めください。
- 10 梱包箱には、精密機械・ワレモノ・ガラス割れ注意などの記入、もしくはラベルの貼付をお願いします。
- 11 万が一、輸送中に破損などの事故がおきましても弊社では責任を負いかねますのでご注意下さい。破損事故が発生した場合、荷主様と使用された運送業者様とで直接協議して頂く形になります。弊社で運送業者への取り次ぎ等は致しかねます。

ザルトリウス・ジャパン株式会社  
技術部