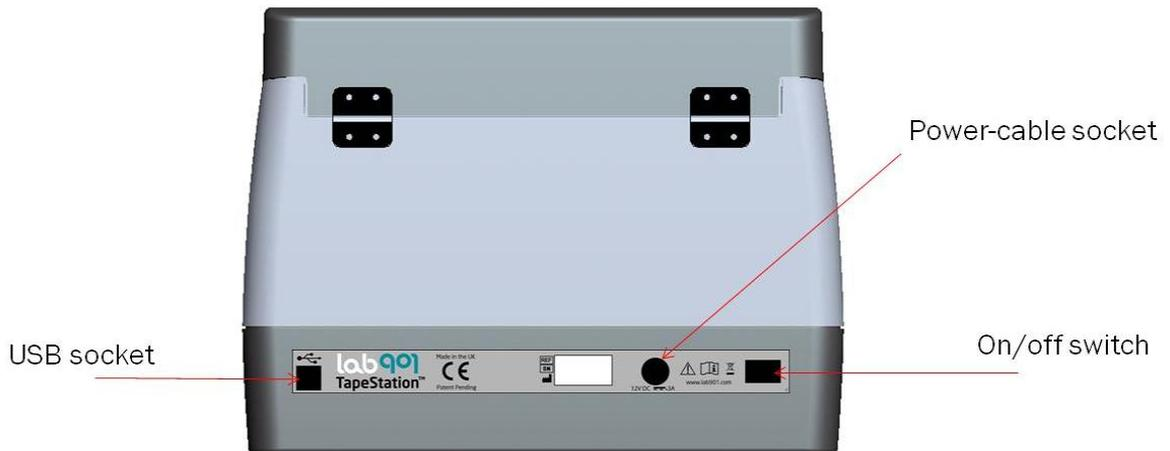


Q; TapeStation 輸送する場合の設定

TapeStation を輸送・移動する場合、事前に下記の方法で Transportation mode に切り替えてから動かしてください。

- 1) TapeStation の電源を入れます。(電源ボタンは装置背面にあります。下図の On/off switch)
- 2) PC と USB socket を介してケーブルで接続されていることを確認してください。



- 3) 本体の中に、Sample Plate や Tip Holder, Screen Tape が入っている場合、取り除きます。



ご不明な点は、カスタマコンタクトセンタまで (電話受付 9:00~12:00、13:00~18:00 土、日、祝日)

電話  **0120-477-111**

E-mail: email_japan@agilent.com

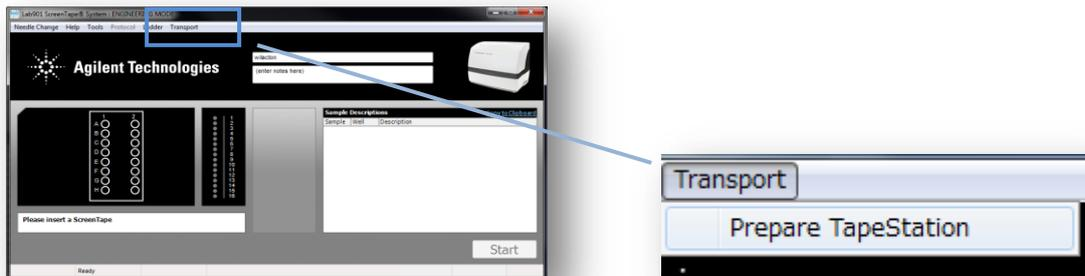
FAX  **0120-565-154**

<http://www.agilent.com/che>

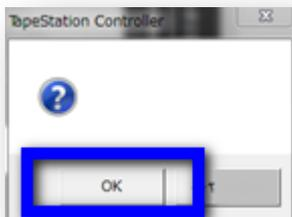
4) PC デスクトップにある” Tape Station Controller ” をダブルクリックしてください



5) メニューの Transport から、Prepare TapeStation を選択してください。



6) 続けて出現するボックスでは、OK ボタンを押してください。



下記のインジケータが表示されます。動作完了するとソフトウェアが自動的に閉じます。



以上で完了です。

注意：

この操作を完了した後、次回 Tape Station Controller を立ちあげた際に、Transport モードが解除されます。移動する前に Tape Station Controller を誤って立ち上げた際は、5)-6) の手順を繰り返してください。

ご不明な点は、カスタマコンタクトセンタまで（電話受付 9:00~12:00、13:00~18:00 土、日、祝日

電話  **0120-477-111**

E-mail: email_japan@agilent.com

FAX  **0120-565-154**

<http://www.agilent.com/che>