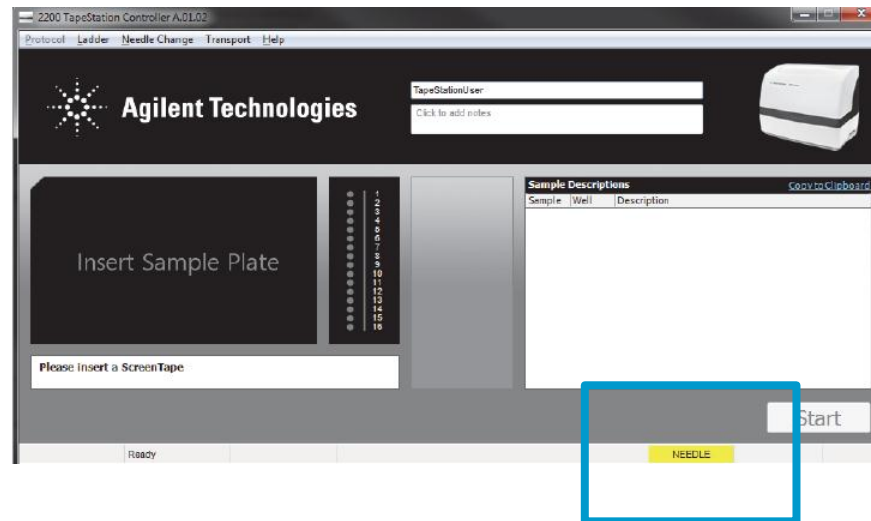


2200TapeStation メンテナンス～ニードル～

頻度；

7680 レーン使用後、ソフトウェアの右下に「NEEDLE」と黄色表示されます。

8320 レーン使用後には、赤色表示になり、ニードルを変えることをお勧めします。



必要な部品；

型番； G2960-60063

製品名； Needle cartridge

注) TapeStation本体型番 下記に対応しています。

G2965A 2200 TapeStation Nucleic Acid System

G2964A 2200 TapeStation System

これ以外のTapeStation本体の場合、弊社にお問い合わせください。



2200TapeStation メンテナンス～ニードル交換方法～

a) サンプルプレートとtip holderをTapeStation本体から外します

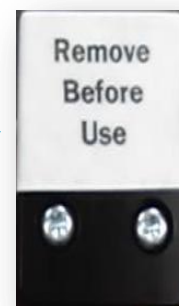
b) needle cartridge上面のシールを取り除きます

c) Needle cartridgeをtip holderスペースに取り付けます。方向に注意してください。

- ・ Frontと記載の方向がTapeStationの手前側に来るようにします（右図参照）
- ・ NeedleCartridgeのラベルが右側に向きます

d)TapeStationの蓋を閉めます

e)Controller softwareのツールバーにあ「Needle Change」から「Run」を選択します



シールは
取り除く

装置Front側



装置Rear側



Rear

Front

- f) 交換終了後、ソフトウェア画面にNeedle cartridgeを除去する指示が出ます。
- g) Needle cartridgeを垂直に上に引き上げ、除去します。



2200TapeStation メンテナンス～その他～

1年に一度 Preventive Maintenanceサービスのご利用をおすすめいたします。

弊社エンジニアが伺いメンテナンスを行うサービスです。

- ・ 装置内のフィルター交換
- ・ 電極交換
- ・ ニードル交換

など装置内の微調整を行います。

価格・日程につきましては
装置背面に記載のシリアル番号とともに
email_japan@agilent.com
にお問い合わせください。

