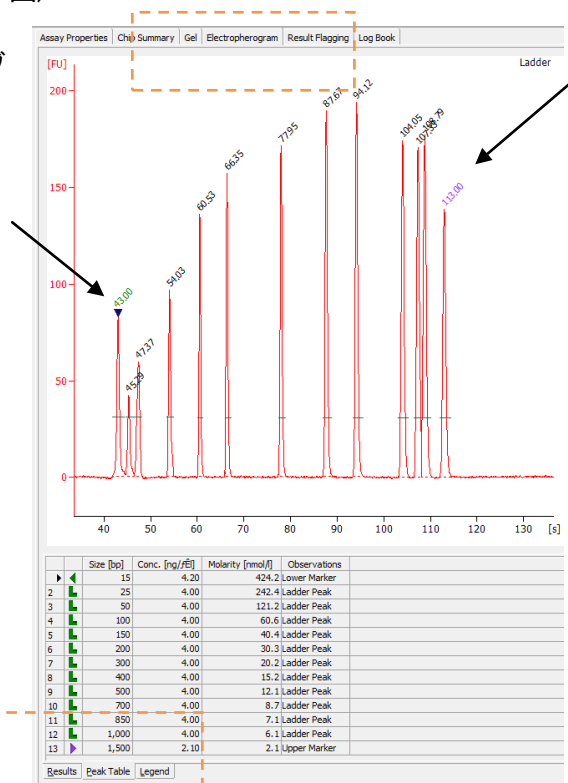


Q; レーン間でバンドの位置がずれている (Marker ピークが誤認識されている)

DNA/Protein アッセイでは Lower Marker, Upper Marker 2本の内部標準ピークで、RNA アッセイでは Lower Marker 1本の内部標準ピークで全レーンの移動度を揃えています。サイズがずれている、1レーンだけゲルイメージ上でバンドがずれている、という場合下記の点をチェックしてください。

■正常なデータの例; (DNA 1000 Series II アッセイの Ladder 図)

Peak Table タブ (Electropherogram タブの画面下にあるサブタブにて、“Peak Table” を選択) を表示すると、各頂点にピーク情報が表示されます。
Lower Marker; 緑色の数字が表示されます。
Upper Marker; 紫色の数字が表示されます。



■別のピークを Lower Marker/Upper Marker として認識している — p2 に進んでください

■Lower Marker/Upper Marker のピークの上に数字が表示されていない — p3 に進んでください

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 

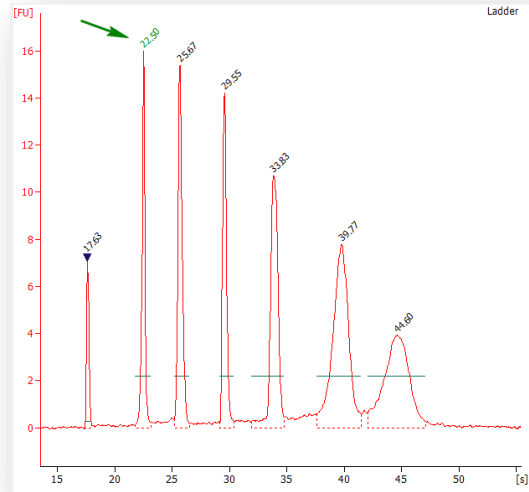
0120-565-154

http://www.agilent.com/che

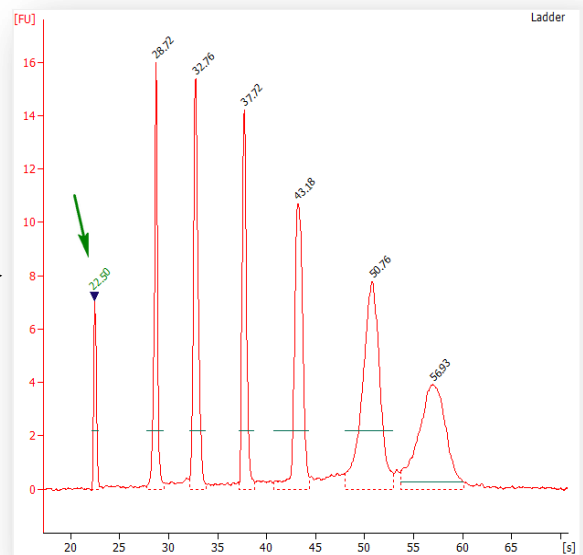
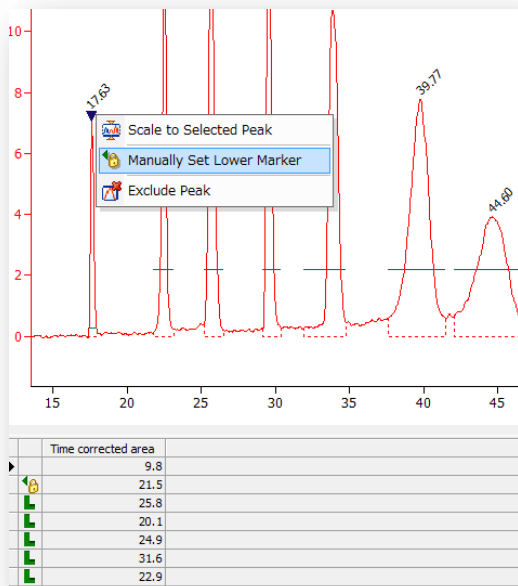
■別のピークを Lower Marker/Upper Marker として認識している 場合

下記のように別のピークを Lower Marker/Upper Marker として認識している 場合、
本来の Lower Marker/Upper Marker を選択して右クリック>Manually Set Lower Marker (もしくは Manually Set Upper Marker) で再認識させることが可能です。

例;RNA Nano アッセイにて2番目のピークを Lower Marker として認識している場合



- 1) 先頭のピークをグラフ上で選択すると、ピークトップに下向きの三角 (▼) が表示されます。
- 2) マウスを右クリックし、表示されたコマンドの中から Manually Set Lower Marker を選択します



ご不明な点は、カスタム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

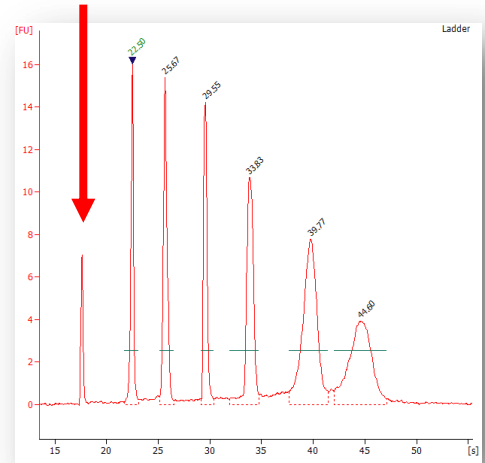
FAX  **0120-565-154**

http://www.agilent.com/che

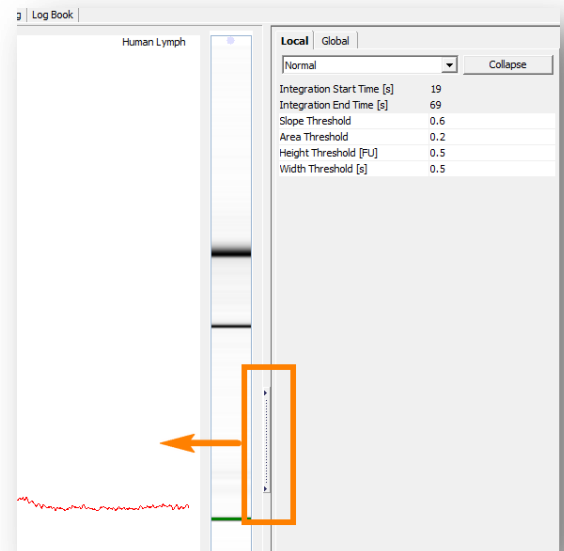
■Lower Marker/Upper Marker のピークの上に数字が表示されていない

Lower Marker/Upper Marker のピークの上に数字が表示されていない場合、ピークとしてソフトウェアが認識していないことを示します。Setpoint explorer の閾値を変えて、ピークを認識させる必要があります。

例 ; Lower Marker ピークをソフトウェアが認識していない場合
 (RNA Nano assay ラダーレーン)



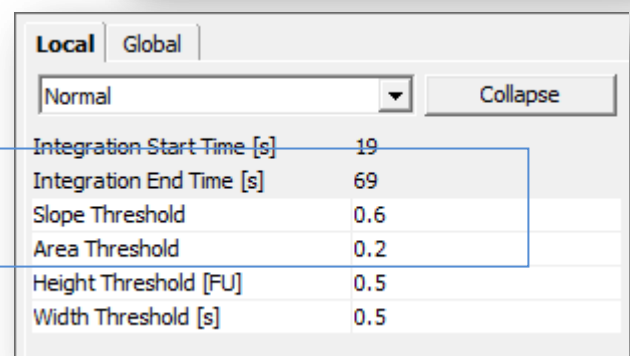
- 1) 画面右端にある Setpoint Explorer ボタン(下図囲み)を画面中央にドラッグして、Setpoint Explorer を表示させます。



- 2) ピーク認識に関する下記の閾値を下げます。

- Area Threshold
- Height Threshold
- Width Threshold

の項目について、デフォルトの数字より小さい数字を記入し、Enter キーを押します。



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)

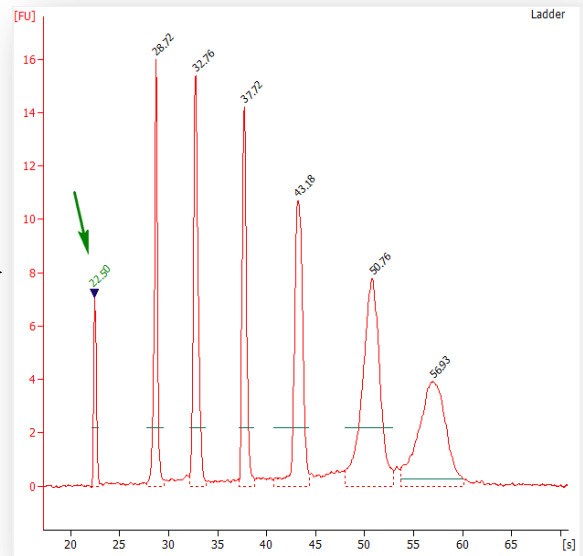
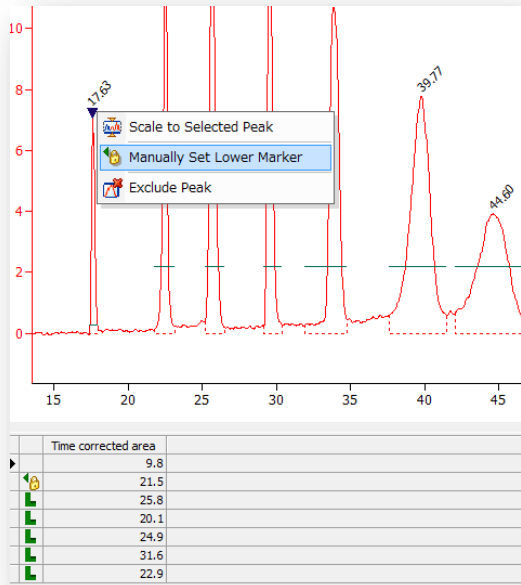
電話  **0120-477-111**

E-mail: email_japan@agilent.com

FAX  **0120-565-154**

http://www.agilent.com/che

- 3) 先頭のピークをグラフ上で選択します。選択されたピークトップに下向きの三角 (▼) が表示されます。
- 4) マウスを右クリックし、表示されたコマンドの中から Manually Set Lower Marker を選択します



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>