

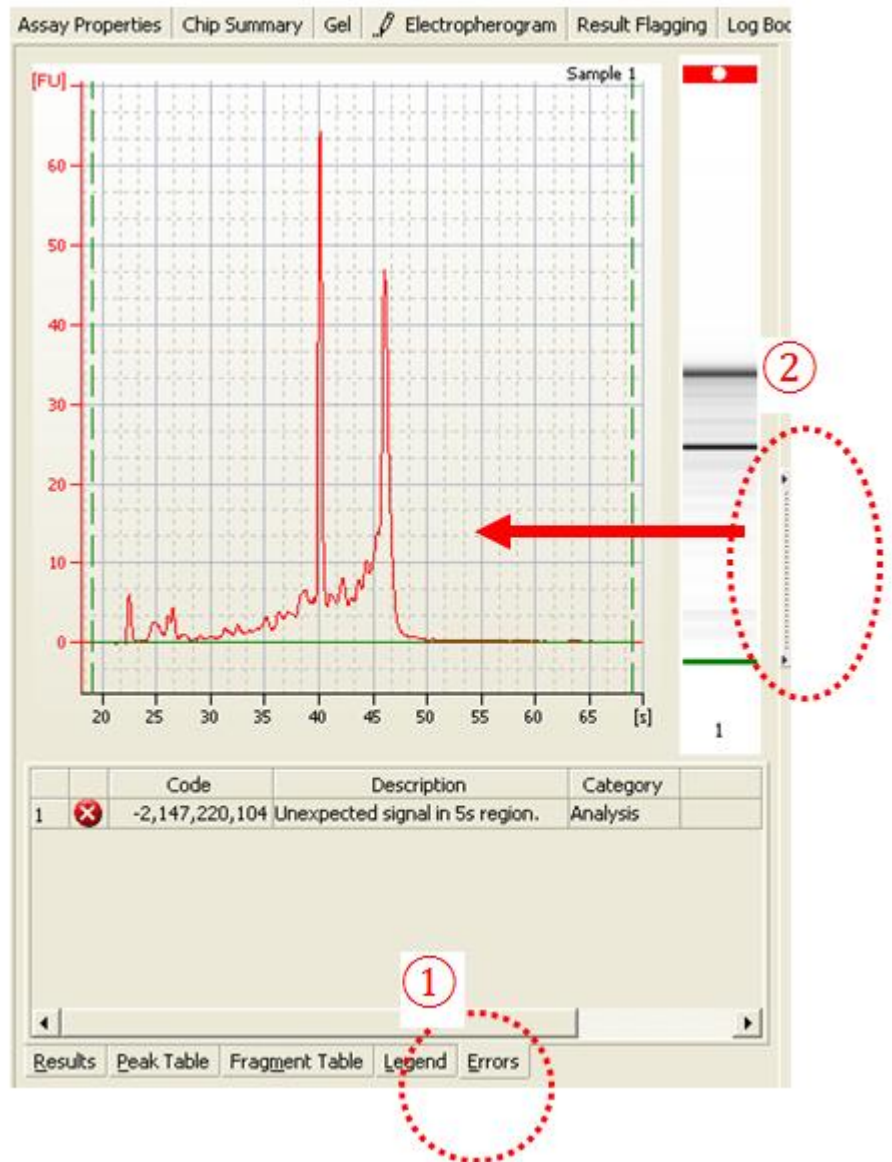
## Q;RIN の項目が N/A となってしまう、数値が計算されない

RIN は Human, Mouse, Rat の total RNA の泳動パターンを基に設計されており、典型的なパターンと異なる場合警告の意味でフラグを立て、RIN が N/A となり非表示となります。フラグを解除していただくと RIN が再表示されます。

### ■方法:

1) フラグのたっているレーンを開き、グラフの下にある "Error" タブ ①を開きます。  
ここにフラグ情報が記載されています。

2) セットポイントエクスプローラーを開くために、②のボタンを左側にドラッグします (左クリックを押したまま 左側に移動させる)



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、祝日は除きます)

電話  0120-477-111

E-mail: [email\\_japan@agilent.com](mailto:email_japan@agilent.com)

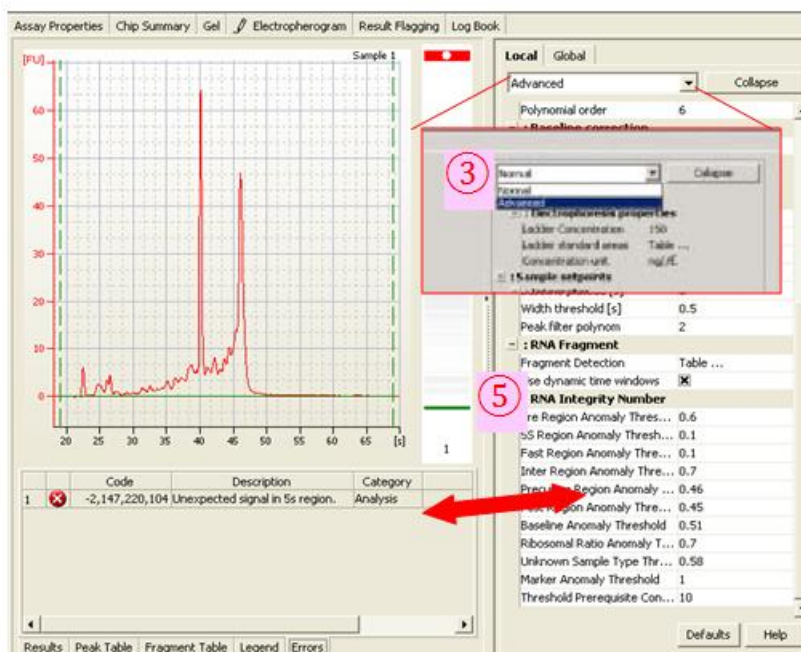
FAX  0120-565-154

<http://www.agilent.com/chem/jp>

3) “Normal” モードから  
“Advance” モードに切り替えま  
す③  
(タブから“Advance”を選択する)

4) スクロールを一番下まで下げ  
ます④

5) RNA Integrity Number の項目の  
中で、フラグのたっている項目の  
数値を下図のようにに変更しま  
す。



Error (Error タブで表示される Description カラム)	Setpoint Explorer の項目	数値
Unexpected signal in pre-region	Pre Region Anomaly ...	1 以上に変更
Unexpected signal in 5S-region	5S Region Anomaly...	1 以上に変更
Unexpected signal in fast-region	Fast Region Anomaly...	1 以上に変更
Unexpected signal in inter-region	Inter Region Anomaly...	1 以上に変更
Unexpected signal in precursor-region	Precursor Region Anomaly...	1 以上に変更
Unexpected signal in post-region	Post Region Anomaly...	1 以上に変更
Unexpected baseline signal	Baseline Anomaly...	1 以上に変更
Unexpected ribosomal ratio	Ribosomal Ratio Anomaly...	1 以上に変更
Unexpected sample type	Unknown Sample Type...	1 以上に変更
Total RNA concentration too low	ThresholdPrerequisite Concentration ...	0に変更

ご不明な点は、カスタムコンタクトセンターまで(電話受付 9:00~12:00、13:00~18:00 土、日、祝日は除きます)

電話  0120-477-111

E-mail: [email\\_japan@agilent.com](mailto:email_japan@agilent.com)

FAX  0120-565-154

<http://www.agilent.com/chem/jp>