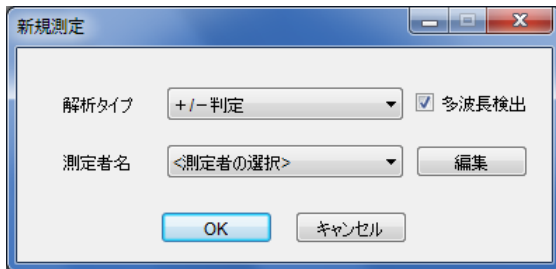


Cycleave®PCR EHEC (O 抗原型) Typing Kit(CY237, CY238, CY239) を用いて 6 血清を同時に測定する場合の Thermal Cycler Dice Real Time System の設定方法

*各製品の説明書を併せてご参照下さい。

ファイルの新規作成



1. ファイルを新規作成する。
2. 解析タイプとして+/-判定を選択する。
3. 多波長検出にチェックを入れる。

ウェル情報設定

検出フィルター
 インターナルコントロール <none>

表示切替
 マーク 名称

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	1
A	NC	NC	NC	NC	NC	NC						
B	PC	PC	PC	PC	PC	PC						
C	PC	PC	PC	PC	PC	PC						
D	UNKN	UNKN	UNKN	UNKN	UNKN	UNKN						
E	UNKN	UNKN	UNKN	UNKN	UNKN	UNKN						

ウェル情報設定

サンプル名

サンプルタイプ <blank>

インターナルコントロール

ターゲット設定 複数

マーク <none> 連続設定

レプリケート設定

マーク 連続設定

Omit

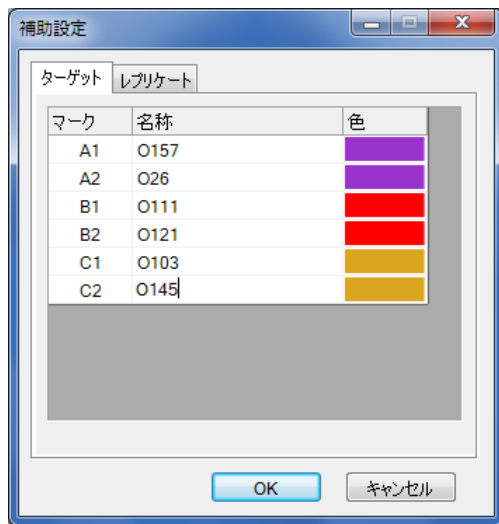
1. インターナルコントロールの設定は<none>のままで変更不要。
2. サンプルタイプ (NC、PC、UNKN) を選択する。
3. ターゲット設定のマーク (A、B、C・・・) を選択する。

Cycleave®PCR EHEC (O 抗原型) Typing Kit を用いて 6 血清を同時に測定する場合、CY237 を用いた反応を「A」、CY238 を「B」、CY239 を「C」と設定する。

使用する製品が 1 種類の場合は、すべて A とする。

4. 必要に応じてターゲット名を設定する。

画面右上の**補助**ボタンをクリックする。
 補助設定画面でターゲットの名称を設定する。



5. 必要に応じてサンプル名を設定する。

画面右上の表示切替の**名称**を選択すると、下記のような画面になる。

検出フィルター
 インターナルコントロール <none>

表示切替
 マーク 名称

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	1
A	NC 0157	NC 0157	NC 0111	NC 0111	NC 0103	NC 0103						
B	PC 0157	PC 0157	PC 0111	PC 0111	PC 0103	PC 0103						
C	0157 PC 26	0157 PC 26	0111 PC 0121	0111 PC 0121	0103 PC 0145	0103 PC 0145						
D	UNKN 0157 サンプル1	UNKN 0157 サンプル1	UNKN 0111 サンプル1	UNKN 0111 サンプル1	UNKN 0103 サンプル1	UNKN 0103 サンプル1						
E	0157 UNKN サンプル2	0157 UNKN サンプル2	0111 UNKN サンプル2	0111 UNKN サンプル2	0103 UNKN サンプル2	0103 UNKN サンプル2						

ウェル情報設定

サンプル名

サンプルタイプ <blank>

インターナルコントロール

ターゲット設定 複数

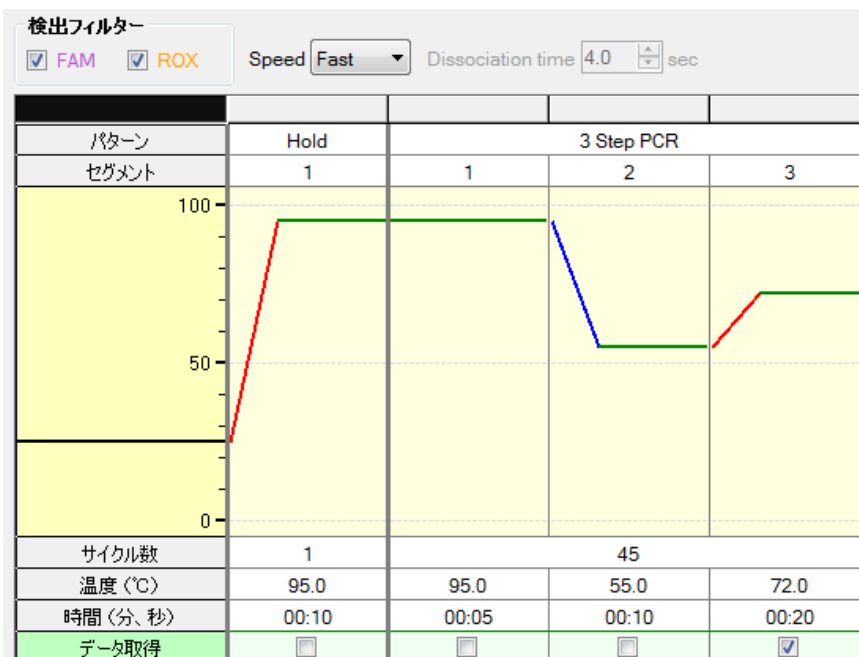
マーク <none>

レプリケート設定

マーク

Omit

反応条件設定



1. 検出フィルターの設定は<FAM、ROX>にチェックを入れたままで変更は不要。
2. 温度条件とデータ取得も変更不要。

初期変性 (Hold)

Cycle : 1

95°C 10 秒

3 step PCR

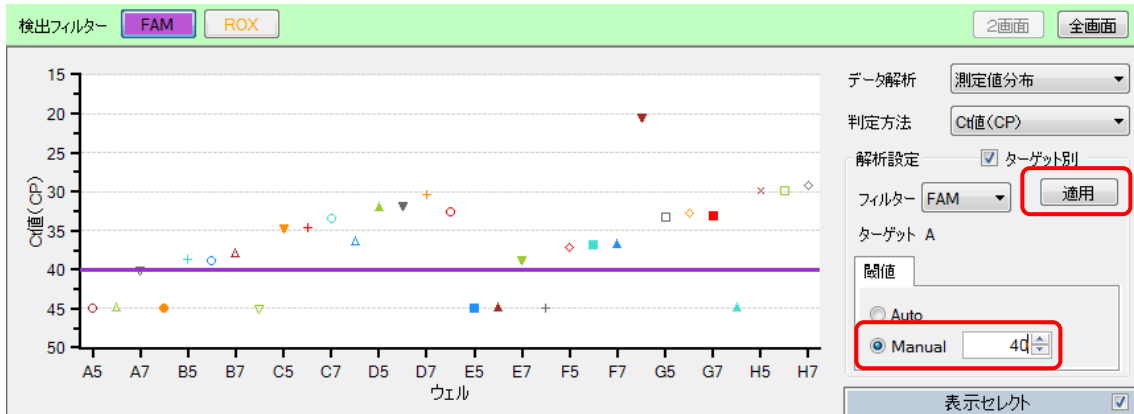
Cycle : 45

95°C 5 秒 → 55°C 10 秒 → 72°C 20 秒 (検出)

結果の解析

+/-判定の閾値の設定

1. 検出フィルターの **FAM** ボタンをクリックする。
2. データ解析のメニューから**測定値分布**を選択する。
3. 閾値のタブで **Manual** を選択し、**40** と入力する。
4. **適用** ボタンをクリックする。
5. ROX についても FAM と同様に設定する。



+/−判定結果の確認

1. 検出フィルターの **FAM** または **ROX** ボタンをクリックする。
2. データ解析のメニューから判定結果を選択する。
3. +/-の結果を確認し、製品説明書の判定表に従って判定する。

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
A	-	-	-	-	-	-						
B	+	+	+	+	+	+						
C	+	+	+	+	+	+						
D	+	+	-	-	-	-						
E	+	+	-	-	-	-						
F	+	+	-	-	-	-						
G	+	+	-	-	-	-						
H	-	-	+	+	-	-						

テキストレポートの出力方法

1. 検出フィルターの **FAM** または **ROX** ボタンをクリックする。
2. 出力したいウェルを表示セレクトから選択する。
3. データ解析のメニューからテキストレポートを選択する。

4. 詳細項目で必要な項目を選択する。
5. 右クリックメニューから出力方法を選択する。

データ解析	テキストレポート
表示形式	ウェル
表示項目	<input type="checkbox"/> 解析条件 <input checked="" type="checkbox"/> CP法データ <input type="checkbox"/> SDM法データ
詳細項目	<input checked="" type="checkbox"/> ウェル <input checked="" type="checkbox"/> サンプル名 <input checked="" type="checkbox"/> サンプルタイプ <input checked="" type="checkbox"/> ターゲットマーク <input checked="" type="checkbox"/> ターゲット名 <input type="checkbox"/> レプリケートマーク <input type="checkbox"/> レプリケート名 <input checked="" type="checkbox"/> 検出フィルター <input type="checkbox"/> 最終蛍光値(Raw) <input type="checkbox"/> 最終蛍光値 <input checked="" type="checkbox"/> Ct値(CP) <input type="checkbox"/> 平均Ct値(CP) <input type="checkbox"/> Ct値SD(CP) <input type="checkbox"/> 結果(F) <input type="checkbox"/> 判定(F) <input checked="" type="checkbox"/> 結果(CP) <input checked="" type="checkbox"/> 判定(CP)