

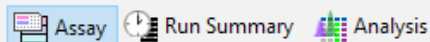
Simple Western・サイズアッセイでのCompassソフトウェア クイックレファレンスガイド



COMPASSでアッセイの開始

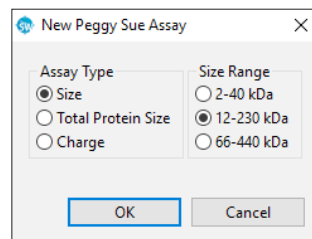
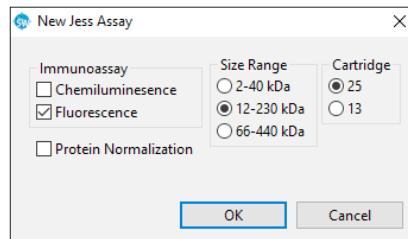
1. アッセイのロード

Compassソフトウェアv4.0以降を開き、[Assay]アイコンをクリックします。



Fileメニューから**New Assay**をクリックし、Size Rangeで測定範囲の分子量およびカートリッジタイプ（JessまたはWesを実行している場合）を選択してアッセイテンプレートを作成するか、**Open Assay**を選択して保存済みアッセイを選択します。

プレート内のウェルの情報など、アッセイに変更を加える場合は、次に進む前に必ず**File**から**Save**を選択してください。

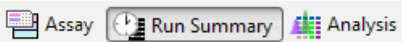


2. アッセイの実行

添付のSimple Western製品説明書に従ってアッセイを準備します。プレートとキャピラリーまたはキャピラリーカートリッジを装置内に入れ、**Start**をクリックします。



アッセイの残り時間を確認するには、**Run Summary**アイコンをクリックしてください...



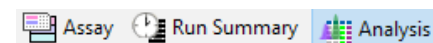
...そして**Status**タブ内の**Assay Scheduler**を見てください。:

Sample	Sep	B	1*	2*	Detect	Results
5:07 PM	5:12 PM	6:01 PM	6:08 PM	8:33 PM	9:03 PM	9:30 PM

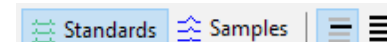
結果の解析

1. 蛍光スタンダードの確認

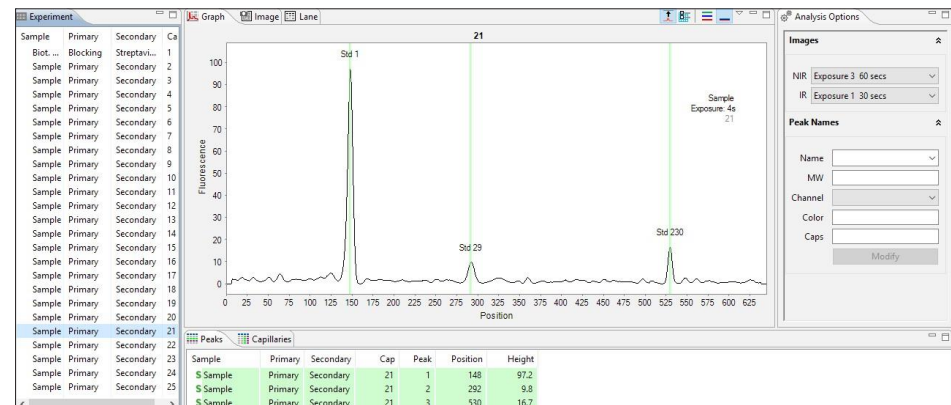
Run Summaryアイコンをクリックします。**Separation**タブでは、蛍光スタンダードの分離をムービーで見ることができます。キャピラリー内でマーカー（12~230 kDaのアッセイでは1、29および230 kDa、66~440 kDaのアッセイでは57および280 kDa、または2~40 kDaのアッセイでは1および26 kDa）が分離されていることを確認します。**Analysis**アイコンをクリックします。:



次に、**Show Standards**と**View Selected**アイコンを選択します。:



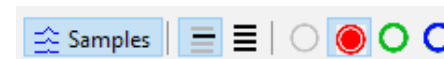
Graph Viewタブで蛍光スタンダードが正しく認識されているかどうかを確認します。誤って認識されている場合は、正しいピークを右クリックして**Force Standard**を選択します。全てのキャピラリーに対してこれを行います。

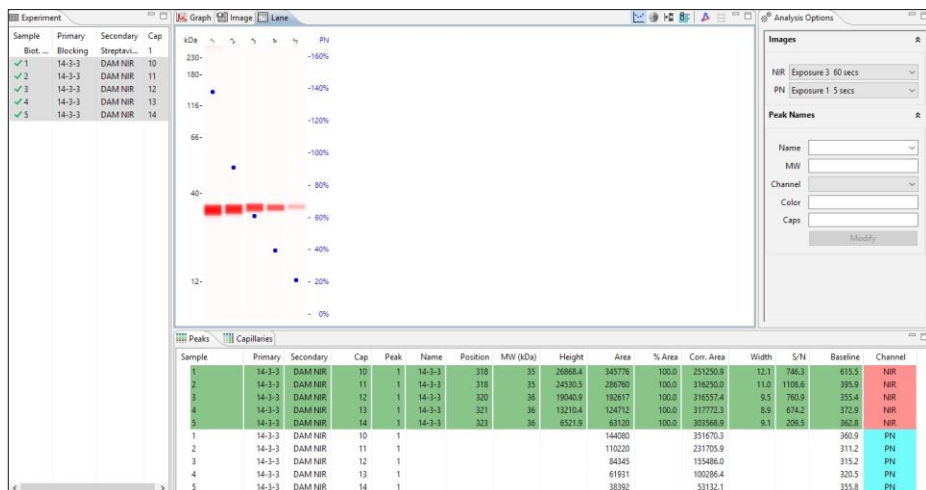


12~230 kDaのサイズアッセイにおける蛍光スタンダードの**Graph View**。エレクトロフェログラムの上で、スタンダードのピークは**Std 1**、**Std 29**、**Std 230**とラベルされます。

2. ピオチン化ラダーの確認

Show Samplesアイコンと**View Selected**アイコンをクリックします。:





デフォルトで、タンパク質ノーマライゼーション機能は有効になっています。タンパク質ノーマライゼーションを有効/無効にするには、**Edit**メニューを選択して**Analysis**をクリックします。Analysis画面で、**Normalization**を選択して**Enable**をクリックします。Compassはデフォルトでは2番目のキャピラリーを基準として使用します。別のキャピラリーを基準として使用するには、Analysis画面のNormalizationで、ドロップダウンメニューを使用して**Reference Capillary**を変更します。

タンパク質ノーマライゼーションが有効になっていると、Compassは**Peaks**テーブルの**Corr. Area**に化学発光、NIR、IRチャンネルで検出したピークをノーマライズし、ノーマライズしたピーク面積を自動的に表示します。さらに、Overlay Protein Normalization Channelがオンの時、ノーマライゼーションに使用した総タンパク質量に相当するピーク面積の合計がCorr. Area列に表示されます。

Sample	Primary	Secondary	Cap	Peak	Name	Position	MW (kDa)	Height	Area	% Area	Corr. Area	Width	S/N	Baseline	Channel
Sample 2	Primary	Secondary	3	1	14-3-3	333	35	12586.5	92803	100.0	128355.7	6.9	537.1	85.5	NIR
Sample 2	Primary	Secondary	3	1					13093		14807.2			79.7	PN