

関連消耗品

試薬

PART #	ITEM
PS-ST01-EZ-8	EZ Standard Pack 1 12-230 kDa
PS-ST02-EZ-8	EZ Standard Pack 2 12-230 kDa
PS-ST03-EZ-8	EZ Standard Pack 3 66-440 kDa
PS-ST04-EZ-8	EZ Standard Pack 4 66-440 kDa
PS-ST05-EZ-8	EZ Standard Pack 5 2-40 kDa
PS-FL01-8	Fluorescent 5x Master Mix 1
PS-FL03-8	Fluorescent 5x Master Mix 3
PS-FL05-8	Fluorescent 5x Master Mix 5
042-976	Total Protein Streptavidin-HRP
042-414	Streptavidin-HRP
043-816	Streptavidin-NIR
042-195	Jess, Wes, Sally Sue, Peggy Sue Sample Buffer
042-206	Anti-Rabbit Secondary HRP Antibody
043-819	Anti-Rabbit Secondary NIR Antibody
043-820	Anti-Rabbit Secondary IR Antibody
043-426	20X Anti-Rabbit HRP Conjugate

PART #	ITEM
042-205	Anti-Mouse Secondary HRP Antibody
043-821	Anti-Mouse Secondary NIR Antibody
043-822	Anti-Mouse Secondary IR Antibody
042-203	Antibody Diluent 2
042-196	10X System Control Primary Antibody-Rabbit for Chemiluminescence
042-191	10X System Control Primary Antibody-Mouse for Chemiluminescence
042-202	Wash Buffer
PS-CS01	Chemiluminescent Substrate
042-486	Erk Primary Antibody for Size Assays
042-488	HeLa Lysate Controls for Jess, Wes, Sally Sue and Peggy Sue
043-311	Luminol-S
043-379	Peroxide
043-522-2	Anti-Goat Secondary HRP Antibody
043-491-2	Anti-Human IgG Secondary HRP Antibody
043-459-2	Secondary Streptavidin-HRP
043-524	Milk-free Antibody Diluent

アッセイモジュール

PART #	ITEM
DM-001	Anti-Rabbit HRP Detection Module for Jess, Wes, Peggy Sue or Sally Sue
DM-002	Anti-Mouse HRP Detection Module for Jess, Wes, Peggy Sue or Sally Sue
DM-003	No secondary Detection Module for Jess, Wes, Peggy Sue or Sally Sue
DM-004	Biotin HRP Detection Module for Jess, Wes, Peggy Sue or Sally Sue
DM-005	Anti-Human IgG HRP Detection Module for Jess, Wes, Peggy Sue or Sally Sue
DM-006	Anti-Goat HRP Detection Module for Jess, Wes, Peggy Sue or Sally Sue
DM-007	Anti-Rabbit NIR Detection Module for Jess
DM-008	Anti-Rabbit IR Detection Module for Jess
DM-009	Anti-Mouse NIR Detection Module for Jess
DM-010	Anti-Mouse IR Detection Module for Jess
DM-TP01	Total Protein Detection Module for Jess, Wes, Peggy Sue or Sally Sue
DM-TP02	Protein Normalization Module for Jess

PART #	ITEM
SM-W001	12-230 kDa Wes Separation Module, 2 x 13 capillary cartridges
SM-W002	12-230 kDa Wes Separation Module, 8 x 13 capillary cartridges
SM-W003	12-230 kDa Wes Separation Module, 2 x 25 capillary cartridges
SM-W004	12-230 kDa Wes Separation Module, 8 x 25 capillary cartridges
SM-W005	66-440 kDa Wes Separation Module, 2 x 13 capillary cartridges
SM-W006	66-440 kDa Wes Separation Module, 8 x 13 capillary cartridges
SM-W007	66-440 kDa Wes Separation Module, 2 x 25 capillary cartridges
SM-W008	66-440 kDa Wes Separation Module, 8 x 25 capillary cartridges
SM-W009	2-40 kDa Wes Separation Module, 2 x 13 capillary cartridges
SM-W010	2-40 kDa Wes Separation Module, 8 x 13 capillary cartridges
SM-W011	2-40 kDa Wes Separation Module, 2 x 25 capillary cartridges
SM-W012	2-40 kDa Wes Separation Module, 8 x 25 capillary cartridges

消耗品

PART #	ITEM
PS-PP03	Jess/Wes 12-230 kDa Pre-filled Plates with Split Buffer
PS-PP04	Jess/Wes 66-440 kDa Pre-filled Plates with Split Buffer
PS-PP05	Jess/Wes 2-40 kDa Pre-filled Plates with Split Buffer

PART #	ITEM
PS-CC01	Jess/Wes 25-Capillary Cartridges (8 pack)
PS-CC02	Jess/Wes 13-Capillary Cartridges (8 pack)



Toll-free: (888) 607-9692
Tel: (408) 510-5500
Fax: (408) 510-5599
info@proteinsimple.com
proteinsimple.com

© 2018 ProteinSimple. ProteinSimple, Simple Western, Jess, Wes and the ProteinSimple logo are trademarks and/or registered trademarks of ProteinSimple.

PL3-0005 Rev A

Jess & Wes

Separation Module SM W002 - SM W012



Scan to launch video protocol

始めよう!

試薬と材料

オレンジの箱 — 18–24 °Cで保存

INCLUDES	PART NO
以下のいずれか: 13-Capillary Cartridge (8 パック) (12-230 kDa) (66-440 kDa) (2-40 kDa) もしくは 25-Capillary Cartridge (8 パック) (12-230 kDa) (66-440 kDa) (2-40 kDa)	SMW002 SMW006 SMW010 SMW004 SMW008 SMW012
Pre-Filled Microplates with Split Running Buffer Wash Buffer (60 mL) 10X Sample Buffer (440 µL)	

プラスチックケース — 2–8 °Cで保存

INCLUDES	PART NO
EZ Standard Pack (8 パック) Ready-to-use Biotinylated Ladder 以下のいずれか: 12-230 kDa 66-440 kDa 2-40 kDa	PS-ST01-EZ PS-ST03-EZ PS-ST05-EZ
Fluorescent 5X Master Mix DTT	

他に必要なもの

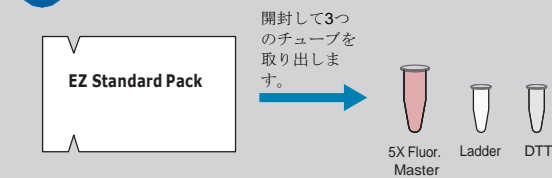
- Detection Module for Jess, Wes, Peggy Sue or Sally Sue
- タンパク質試料
- 1次抗体
- 0.22 µmのフィルター済み脱イオン水 (分子生物学グレード以上)
- ピペットとチップ
- 微量遠心機とチューブ
- 氷とアイスバケット
- ボルテックス
- ヒートブロックもしくはPCR装置
- プレートアダプター付き遠心機

知っておいて欲しいこと

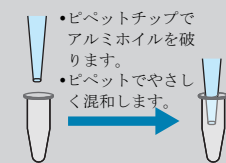
- 使用する際は、マイクロプレートを室温に最低24時間出しておいてから使用する。
- キャピラリーは湿度と光の影響を受けやすい。
- カートリッジとプレートは開封せずに室温で保存し、使用前までシールをはがさないこと。
- カートリッジの1番目のキャピラリーは、付属の Biotinylated ladder に最適化されています。ステップ3に従って、Biotinylated ladder とサンプルをロードしてください。
- 蒸発は測定結果に大きく影響を及ぼします。蒸発を防ぐためにアッセイプレートに蓋をかぶせ、装置に入れる直前まで蒸発防止シールをはがさないでください。試薬を添加するたびに蓋をし、調整後も蓋をしておいてください。
- 任意で System Control Primary Antibody (PN 042-196 もしくは 042-191) を1次抗体と混ぜることでアッセイ内や測定装置間のバラツキを計算することができます(化学発光のみ)。
- Bicine/CHAPS buffer (PN 040-764) もしくは RIPA buffer (PN 040-483) でも細胞を溶解していただけます。

1. Separation Moduleの準備

A STANDARD PACKに含まれている試薬の準備

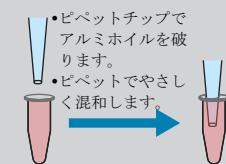


DTT (透明なチューブ)



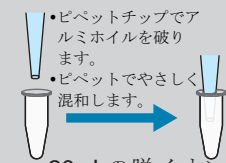
- 40 μ Lの脱イオン水を入れ、400 mM溶液を作成します。

Fluorescent 5 \times Master Mix (ピンクのチューブ)



- 20 μ Lの10 \times Sample Bufferを加えます。
- 20 μ Lの調整済みの400 mM DTT溶液を加えます。

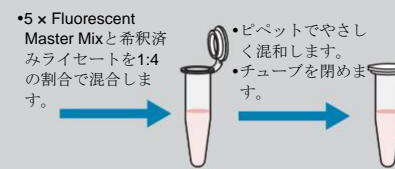
Biotinylated Ladder (ピンクのペレットの入った透明なチューブ)



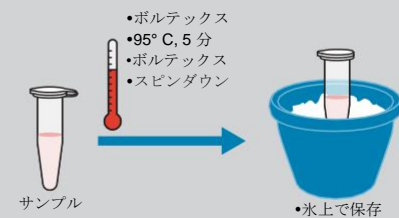
- 20 μ Lの脱イオン水を加えます(変性済)。

B サンプルの準備

- 最適なタンパク質濃度は、標的タンパク質の発現レベルによります。必要に応じて0.1 \times Sample Bufferで希釈してください。
- 5 \times Fluorescent Master Mixと希釈済みライセートを1:4の割合で微量遠心チューブで混ぜてください(目安として、化学発光用の最終濃度は0.4 mg/mL、蛍光検出用には1.0 mg/mL)。アッセイに必要な十分量の希釈済みサンプルを準備してください。



C サンプルの準備



2. Detection Moduleの準備

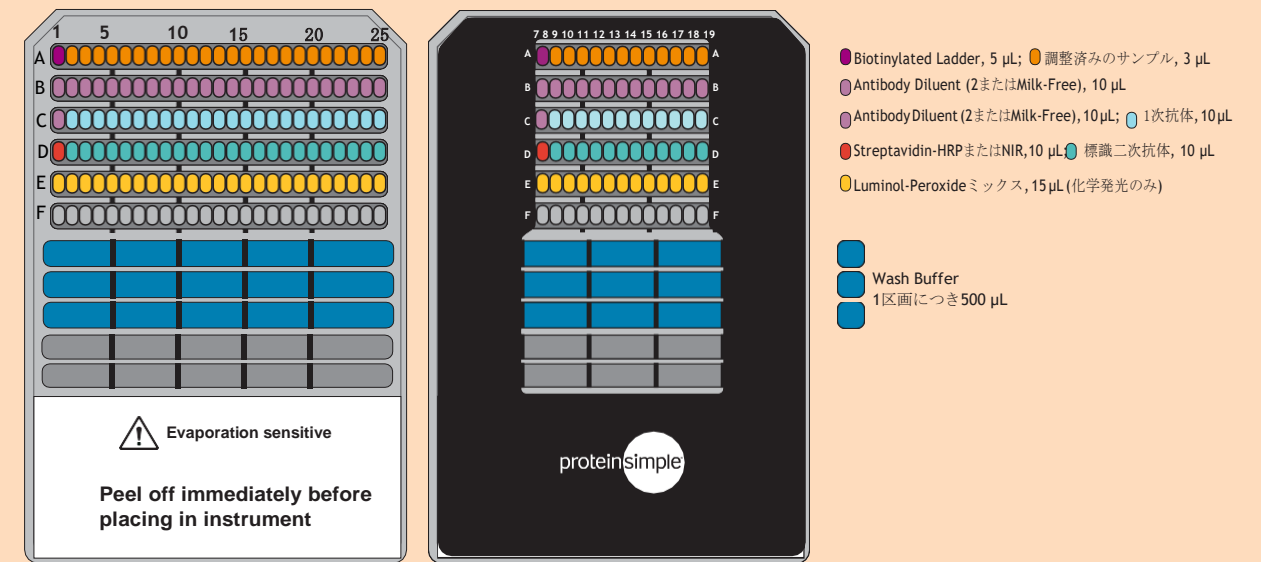
化学発光検出用

- 1次抗体と2次抗体の調製方法は、Detection Module (発光検出) の製品説明書を参照してください。(Total Protein Assayを使用する際は省略。)
- Total Protein Assayを使用する場合は、Total Protein Assayの製品説明書を参照してください。

蛍光検出用 (JESSのみ)

- 1次抗体と2次抗体の調製方法は、Detection Module (蛍光検出) の製品説明書を参照してください。
- Protein Normalizationを使用する場合は、Protein Normalizationの製品説明書を参照してください。

3. プレートの準備



より一貫した結果を得るために、試薬を添加するたびにマイクロプレートに蓋をかぶせ、Wash Bufferを加える際、泡が入らないよう十分気を付けてください。

- 上の図に示されている容量の試薬をアッセイプレートに分注します。
- プレートを室温で5分間、2500 rpm (~1000 \times g) で遠心します。それぞれのウェルに泡がないことを確認します。

4. JessもしくはWesを始めよう

- Compassソフトウェアで適切なアッセイパラメーターを選択します。
- JessもしくはWesの扉を開きます。
- キャピラリーカートリッジをカートリッジホルダーに入れます。中にあるライトがオレンジから青にかわります。
- アッセイプレートの蓋を外します。プレートをベンチの上でしっかりと支え、慎重に蒸発防止シールをはがします。Separation Matrixの入ったウェルの全ての泡をピペットのチップでとります。
- アッセイプレートをプレートホルダーに置きます。
- JessもしくはWesの扉を閉めます。
- Compass上で[Start]を押します。
- アッセイ後、プレートとカートリッジを廃棄します。

