

始めよう!

Separation Moduleと一緒に使用すると、このSerology Moduleはタンパク質分離を分子量で行うシンプルウェスタンで、ヒト血清や血漿内のSARS-CoV-2 IgG抗体を検出するのに必要なすべての試薬を含んでいます。このModuleはJessおよびWesシステムでのみ使用でき、研究目的でのみ使用できます。

プラスチックケース1, SARS-COV-2 MULTI-ANTIGEN LADDER KIT (SA-001-1), -20 °Cで保存

| 内容 | パーツ番号 |
|----------------------------------|-----------|
| rSARS-CoV-2 S1 RBD | 10500-CV |
| rSARS-CoV-2 N | 10474-CV |
| rSARS-CoV-2 S2 | 10608-CV |
| rSARS-CoV-2 S1 | 10522-CV |
| rSARS-CoV-2 Spike | 10549-CV |
| Hu Anti-His Tag Primary Antibody | MAB050RHU |

プラスチックケース2, SEROLOGY MODULE DILUENTS (SA-001-2), 4 °Cで保存

| 内容 | パーツ番号 |
|-----------------------------------|----------|
| Serum diluent (20 mL) | 043-829 |
| Reconstitution Reagent 2 (0.5 mL) | 106-0006 |

プラスチックケース3, ANTI-HUMAN IGG DETECTION MODULE (DM-005), 4 °Cで保存

| 内容 | パーツ番号 |
|--|---------|
| Anti-Human IgG Secondary HRP Antibody (2 x 1 mL) (min X: HulgA, HulgM, Bov, Hrs, Ms, Rb) | 043-491 |
| Luminol-S (2 mL) | 043-311 |
| Peroxide (2 mL) | 043-379 |
| Streptavidin-HRP (132 µL) | 042-414 |
| Antibody Diluent 2 (20 mL) | 042-203 |

他に必要なもの

- 12-230 kDa Jess & Wes Separation Module (SM-W001 ~ SM-W004)
- ヒト血清/血漿サンプル
- ヒト血液サンプルを処理するための適切な個人用防護具
- 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
- 微量卓上遠心機とチューブ
- 氷とアイスバケット
- ボルテックス
- ヒートブロック
- プレートアダプター付き遠心機

SARS-CoV-2 Multi-Antigen Serology Moduleの準備

A SARS-COV-2タンパク質の溶解

- 1.2 mLの~0.1X Sample Buffer (1.2 mLの脱イオン水、12 µLの10X Sample Buffer)を準備します。
- 下の表に従い、各タンパク質を溶解し、やさしくピペットで混合します。

| タンパク質 | 0.1X SAMPLE BUFFERの容量 |
|--------------------|-----------------------|
| rSARS-CoV-2 S1 RBD | 450 µL |
| rSARS-CoV-2 N | 200 µL |
| rSARS-CoV-2 S2 | 125 µL |
| rSARS-CoV-2 S1 | 125 µL |
| rSARS-CoV-2 Spike | 125 µL |

B SARS-COV-2タンパク質混合液の準備

- 下の表に従い、微量遠心チューブでタンパク質を混合し、やさしくピペットで混合します。

| タンパク質 | 溶解済みタンパク質の容量 |
|--------------------|--------------|
| rSARS-CoV-2 S1 RBD | 400 µL |
| rSARS-CoV-2 N | 100 µL |
| rSARS-CoV-2 S2 | 100 µL |
| rSARS-CoV-2 S1 | 100 µL |
| rSARS-CoV-2 Spike | 100 µL |

- 直ちに使用する場合、氷上で保存します。90 µLずつ分注し-20~-70 °Cで3か月間保存できます。このキットには8回測定するのに十分な量が含まれています。

SARS-CoV-2 Multi-Antigen Serology Moduleの準備

C STANDARD PACKの試薬の準備

- EZ Standard Packを開け、3つのチューブを取り出します。

注: DTTが含まれていますが、その使用は推奨しません。

5X 蛍光マスターミックス (ピンク色のチューブ)

- ピペットチップでアルミホイルを破ります
- 20 μ Lの10X Sample Bufferを加えます
- 20 μ Lの脱イオン水を加え、ピペットでやさしく混合します

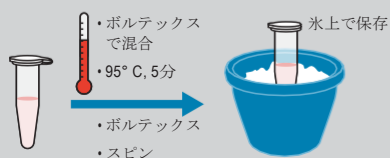
Biotinylated Ladder (ピンクのペレットを含む緑色のチューブ)

- ピペットチップでアルミホイルを破ります
- 20 μ Lの脱イオン水を加え、ピペットでやさしく混合します

D SARS-COV-2タンパク質ラダーの準備

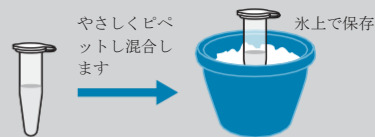
- 90 μ L分注したSARS-CoV-2タンパク質混合液を1本融かします
- 新しいチューブに、80 μ LのSARS-CoV-2タンパク質混合液と20 μ Lの5X蛍光マスターミックス(DTTを含まない)を混ぜます

E SARS-COV-2ラダーの変性



F LUMINOL-SとPEROXIDEの混合

- 200 μ LのLuminol-Sと200 μ LのPeroxideを微量遠心チューブで混合します



G 抗HIS抗体の準備

Hu Anti-His Tag保存溶液

- 200 μ LのReconstitution Reagent 2をAnti-His primary antibodyに加え、やさしくピペットで混合 (もしくはボルテックス) します
- 4°Cで1か月保存するか、分注して-20°C以下で3か月間保存可能

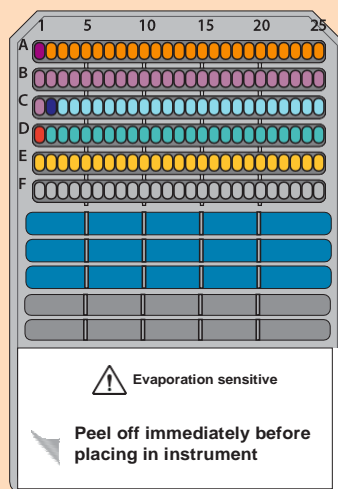
Hu Anti-His Tagワーキング溶液

- 2 μ LのAnti-His Tag保存溶液と98 μ LのSerum Diluentを混合します
- 未使用の抗体は捨てます

H 血清/血漿サンプルの準備

- 血清/血漿サンプルをSerum Diluentで希釈します
- Serum Diluentで最低10倍希釈することを推奨します。ただし、直線性を保った範囲内で定量するには、さらに希釈する必要がある場合があります。

プレートの準備



- Biotinylated Ladder, 5 μ L; ● 変性済みSARS-CoV-2 Ladder, 3 μ L
- Antibody Diluent, 10 μ L
- Antibody Diluent 10 μ L; ● Anti-His Primary Antibody, 10 μ L; ● 希釈済み血清/血漿, 10 μ L
- Streptavidin-HRP 10 μ L; ● Anti-Human IgG HRP, 10 μ L
- Luminol-Peroxide混合液, 15 μ L

- Wash Buffer
- 1区画につき500 μ L

1. プレート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。
2. プレートを室温で5分間、2500 rpm (~1000 x g) で遠心します。すべてのウェルで液体が底に落ちていることを確認します
3. プレートをシステムに挿入する手順については、Jess/Wes Separation Module Product Insert (PL3-0005)を参照してください。

proteinsimple
a biotechnie brand

フリーダイヤル: (888) 607-9692
電話: (408) 510-5500
ファックス: (408) 510-5599
info@proteinsimple.com
proteinsimple.com

© 2020 ProteinSimple。ProteinSimple、Simple Western、Jess、WesおよびProteinSimpleのロゴは、ProteinSimpleの商標および/または登録商標です。

PL3-0033 Rev A