

U-DECIDE

U-PLEX プラットフォームはフレキシブルであるため、測定したい項目を組み合わせたアッセイを行うことができます。装置の追加やアッセイの開発の必要なく簡便にマルチプレクス測定が可能になります。

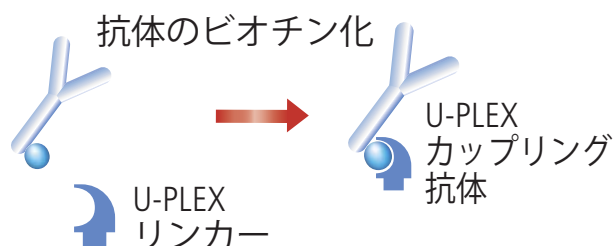
MSDによる期待に応える品質と性能で新たな組み合わせを発見してください。

U-PLEX

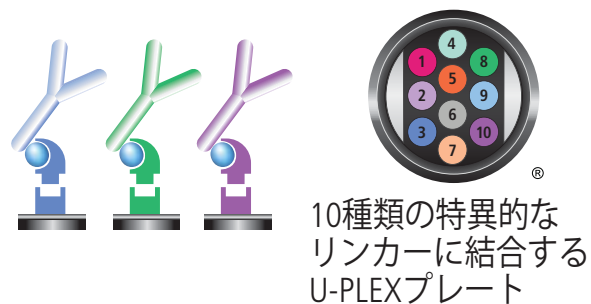
- ・ 研究に合った組み合わせのマルチプレクスを素早く簡便に構築することができます。
- ・ MSDの製品ラインアップから、もしくはご自身の抗体、もしくはその両方を用いてカスタマイズされた組み合わせを作成できます。
- ・ ELISAによく似た簡便な作業手順。スポットティングの必要はありません。
- ・ 全てのMSD機器・ソフトウェアで使用できます。
- ・ オープンプラットフォーム：抗体、タンパク質、ペプチド、炭水化物、核酸、オリゴヌクレオチドに対応

U-BUILD 1-2-3

1. カップリング



2. コーティング



3. 完成



It's All About 

測定項目

Human Biomarkers

測定項目	ダイナミックレンジ, pg/mL
CTACK	1.8 – 4,200
ENA-78	0.53 – 3,900
Eotaxin	3.2 – 4,800
Eotaxin-3	7.3 – 21,400
Fractalkine	102 – 180,800
G-CSF	1.6 – 20,400
GM-CSF	0.12 – 9,400
IFN- α 2a	4.0 – 42,400
IFN- γ	1.7 – 17,000
IL-1 α	0.98 – 5,100
IL-1 β	0.15 – 3,800
IL-2	0.70 – 1,900
IL-4	0.08 – 2,100
IL-5	0.24 – 4,000
IL-6	0.33 – 2,000
IL-7	1.5 – 7,000
IL-8	0.15 – 2,200
IL-10	0.14 – 3,700
IL-12/IL-23p40	2.8 – 21,000
IL-12p70	0.69 – 5,300
IL-13	3.1 – 1,900
IL-15	0.82 – 3,000
IL-16	6.6 – 21,500
IL-17A	2.07 – 23,400
IL-17A/F	1.8 – 18,400
IL-17E/IL-25	0.58 – 9,200
IL-17F	155 – 112,000
IL-18	2.5 – 42,000
IL-21	1.2 – 12,600
IL-22	0.13 – 3,400
IL-23	1.4 – 21,600
IL-27	9.6 – 50,600
IL-29/IFN- λ 1	1.2 – 11,800
IL-31	7.3 – 11,100
IL-33	0.59 – 10,300
IP-10	0.49 – 6,000
I-TAC	1.5 – 5,100
MCP-1	0.74 – 6,600
MCP-4	7.5 – 3,800
MDC	8.4 – 20,100
MIP-1 α	7.7 – 4,200
MIP-1 β	1.5 – 1,600
MIP-3 α	1.8 – 20,800
MIP-3 β	0.67 – 2,000
SDF-1 α	278 – 103,200
TARC	0.51 – 2,200
TNF- α	0.51 – 3,700
TNF- β	0.47 – 4,300
TPO	19 – 40,400
TSLP	0.20 – 10,100
VEGF-A	2.0 – 4,900

Non-Human Primate (NHP) Biomarkers

測定項目	ダイナミックレンジ, pg/mL
CTACK	1.8 – 4,200
Eotaxin	0.30 – 4,800
Eotaxin-3	7.3 – 21,400
Fractalkine	102 – 180,800
G-CSF	1.5 – 20,400
GM-CSF	0.12 – 9,400
IFN- γ	1.7 – 17,000
IL-1 α	0.60 – 5,100
IL-1 β	0.15 – 3,800
IL-2	0.70 – 1,900
IL-4	0.06 – 2,100
IL-5	0.24 – 4,000
IL-6	0.33 – 2,000
IL-7	1.5 – 7,000
IL-8	0.15 – 2,200
IL-10	0.14 – 3,700
IL-12/IL-23p40	2.9 – 21,000
IL-12p70	0.54 – 5,300
IL-15	0.82 – 3,000
IL-16	6.6 – 21,500
IL-17A	2.3 – 23,400
IL-18	2.5 – 42,000
IP-10	0.49 – 6,000
I-TAC	1.5 – 2,000
MCP-1	0.74 – 6,600
MCP-4	7.5 – 3,800
MDC	8.4 – 20,100
MIP-1 α	7.7 – 4,200
MIP-1 β	1.5 – 1,600
MIP-3 β	0.67 – 2,000
SDF-1 α	17.8 – 103,200
TARC	0.51 – 2,200
TNF- α	0.54 – 3,700
TNF- β	0.47 – 4,300
TPO	19 – 40,400
VEGF-A	2.0 – 4,900

Mouse Biomarkers

測定項目	ダイナミックレンジ, pg/mL
EPO	4.5 – 12,500
GM-CSF	0.16 – 1,000
IFN- γ	0.16 – 2,900
IL-1 β	3.1 – 13,000
IL-2	1.1 – 10,900
IL-4	0.56 – 10,000
IL-5	0.63 – 2,800
IL-6	4.8 – 16,000
IL-10	3.8 – 22,800
IL-12/IL-23p40	1.4 – 20,400
IL-12p70	48 – 89,000
IL-13	2.7 – 22,800
IL-15	24 – 131,400
IL-16	3.6 – 6,300
IL-17A	0.30 – 2,100
IL-17C	2.3 – 45,600
IL-17E/IL-25	1.6 – 18,900
IL-17F	24 – 52,600
IL-21	6.5 – 40,600
IL-22	1.2 – 1,800
IL-23	4.9 – 20,400
IL-27p28/IL-30	8.7 – 73,300
IL-31	45 – 66,300
IL-33	2.2 – 36,100
KC/GRO	4.8 – 16,000
TNF- α	1.3 – 6,200
VEGF-A	0.77 – 12,100

ダイナミックレンジはLLOD (下限検出限界) - ULOD (上限検出限界)で表しています



使用は研究目的に限られます。診断目的にはご利用いただけません。



www.mesoscale.com

U-PLEX Combinations

簡便にオーダーするため、一般的なアナライトの組み合わせをグループ化しています。

生物種	名称 (カタログ番号)	アナライト
Human	U-PLEX Biomarker Group 1 (hu) 51-Plex (K15081K)	CTACK, ENA-78, Eotaxin, Eotaxin-3, Fractalkine, G-CSF, GM-CSF, IFN- α 2a, IFN- γ , IL-1 α , IL-1 β , IL-2, IL-4, IL-5, IL-6, IL-7, IL-8, IL-10, IL-12/IL-23p40, IL-12p70, IL-13, IL-15, IL-16, IL-17A, IL-17A/F, IL-17E/IL-25, IL-17F, IL-18, IL-21, IL-22, IL-23, IL-27, IL-29/IFN- λ 1, IL-31, IL-33, IP-10, I-TAC, MCP-1, MCP-4, MDC, MIP-1 α , MIP-1 β , MIP-3 α , MIP-3 β , SDF-1 α , TARC, TNF- α , TNF- β , TPO, TSLP, VEGF-A
Human	U-PLEX Biomarker Group 1 (hu) 40-Plex (K15067K)	CTACK, ENA-78, Eotaxin, Eotaxin-3, Fractalkine, G-CSF, GM-CSF, IFN- α 2a, IFN- γ , IL-1 α , IL-1 β , IL-2, IL-4, IL-5, IL-6, IL-7, IL-8, IL-10, IL-12/IL-23p40, IL-12p70, IL-13, IL-15, IL-16, IL-17A, IL-18, IP-10, I-TAC, MCP-1, MCP-4, MDC, MIP-1 α , MIP-1 β , MIP-3 α , MIP-3 β , SDF-1 α , TARC, TNF- α , TNF- β , TPO, VEGF-A
Human	U-PLEX TH1/TH2 Combo (hu) (K15010K)	IFN- γ , IL-1 β , IL-2, IL-4, IL-5, IL-8 (CXCL8), IL-10, IL-12p70, IL-13, TNF- α
Human	U-PLEX Th17 Cytokine Combo 1 (hu) (K15075K)	IL-17A, IL-17E/IL-25, IL-17F, IL-21, IL-22, IL-23, IL-27, IL-31, IL-33
Human	U-PLEX Th17 Cytokine Combo 2 (hu) (K15076K)	IFN- γ , IL-1 β , IL-6, IL-10, IL-17A, IL-17E/IL-25, IL-17F, IL-21, IL-22, TNF- α
Human	U-PLEX Proinflam Combo 1 (hu) (K15049K)	IFN- γ , IL-1 β , IL-2, IL-4, IL-6, IL-8 (CXCL8), IL-10, IL-12p70, IL-13, TNF- α
Human	U-PLEX Proinflam Combo 2 (hu) (K15066K)	GM-CSF, IFN- γ , IL-1 β , IL-2, IL-4, IL-6, IL-8 (CXCL8), IL-10, IL-12p70
Human	U-PLEX Proinflam Combo 3 (hu) (K15052K)	IFN- γ , IL-1 β , IL-6, TNF- α
Human	U-PLEX Proinflam Combo 4 (hu) (K15053K)	IL-1 β , IL-6, IL-8 (CXCL8), TNF- α
Human	U-PLEX Cytokine Combo 1 (hu) (K15045K)	GM-CSF, IL-1 α , IL-5, IL-7, IL-12/IL-23p40, IL-15, IL-16, IL-17A, TNF- β , VEGF-A
Human	U-PLEX Chemokine Combo 1 (hu) (K15047K)	Eotaxin (CCL11), Eotaxin-3 (CCL26), IL-8 (CXCL8), IP-10 (CXCL10), MCP-1 (CCL2), MCP-4 (CCL13), MDC (CCL22), MIP-1 α (CCL3), MIP-1 β (CCL4), TARC
Human	U-PLEX Chemokine Combo 2 (hu) (K15046K)	ITAC (CXCL11), MIP-3 α , MIP-3 β , SDF-1 α (CXCL12), Fractalkine, CTACK (CCL27), ENA-78 (CXCL5)
NHP*	U-PLEX Biomarker Group 1 (NHP) 36-Plex (K15082K)	CTACK, Eotaxin, Eotaxin-3, Fractalkine, G-CSF, GM-CSF, IFN- γ , IL-1 α , IL-1 β , IL-2, IL-4, IL-5, IL-6, IL-7, IL-8, IL-10, IL-12/IL-23p40, IL-12p70, IL-15, IL-16, IL-17A, IL-18, IP-10, I-TAC, MCP-1, MCP-4, MDC, MIP-1 α , MIP-1 β , MIP-3 β , SDF-1 α , TARC, TNF- α , TNF- β , TPO, VEGF-A
NHP*	U-PLEX Biomarker Group 1 (NHP) 30-Plex (K15068K)	CTACK, Eotaxin-3, Fractalkine, G-CSF, GM-CSF, IFN- γ , IL-1 β , IL-2, IL-5, IL-6, IL-7, IL-8, IL-10, IL-12/IL-23p40, IL-15, IL-16, IL-17A, IL-18, IP-10, I-TAC, MCP-1, MCP-4, MDC, MIP-1 α , MIP-1 β , MIP-3 β , TARC, TNF- β , TPO, VEGF-A
NHP*	U-PLEX Th17 Cytokine Combo (NHP) (K15079K)	IFN- γ , IL-1 β , IL-2, IL-4, IL-5, IL-6, IL-10, IL-17A, TNF- α
NHP*	U-PLEX TH1/TH2 Combo (NHP) (K15080K)	IFN- γ , IL-1 β , IL-2, IL-4, IL-5, IL-8 (CXCL8), IL-10, IL-12p70, TNF- α
NHP*	U-PLEX Proinflam Combo 1 (NHP) (K15070K)	IFN- γ , IL-1 β , IL-2, IL-4, IL-6, IL-8 (CXCL8), IL-10, IL-12/IL-23p40, TNF- α
NHP*	U-PLEX Cytokine Combo 1 (NHP) (K15057K)	GM-CSF, IL-1 α , IL-5, IL-7, IL-12/IL-23p40, IL-15, IL-16, IL-17A, TNF- β , VEGF-A
NHP*	U-PLEX Chemokine Combo 1 (NHP) (K15055K)	Eotaxin (CCL11), Eotaxin-3 (CCL26), IL-8 (CXCL8), IP-10 (CXCL10), MCP-1 (CCL2), MCP-4 (CCL13), MDC (CCL22), MIP-1 α (CCL3), MIP-1 β (CCL4), TARC
Mouse	U-PLEX Biomarker Group 1 (ms) 14-Plex (K15069K)	EPO, GM-CSF, IFN- γ , IL-1 β , IL-2, IL-4, IL-5, IL-6, IL-10, IL-12p70, IL-13, KC/GRO, TNF- α , VEGF-A
Mouse	U-PLEX TH1/TH2 Combo (ms) (K15071K)	IFN- γ , IL-1 β , IL-2, IL-4, IL-5, IL-8 (CXCL8), IL-10, IL-12p70, IL-13, TNF- α
Mouse	U-PLEX Th17 Cytokine Combo 1 (ms) (K15077K)	IL-17A, IL-17C, IL-17E, IL-17F, IL-21, IL-22, IL-23, IL-31, IL-33
Mouse	U-PLEX Th17 Cytokine Combo 2 (ms) (K15078K)	IFN- γ , IL-1 β , IL-6, IL-17A, IL-17C, IL-17E, IL-17F, IL-21, IL-22, TNF- α

*NHPアッセイはカニクイザルおよびアカゲザルと交差反応します

使用は研究目的に限られます。診断目的にはご利用いただけません。



www.mesoscale.com

お好みのU-PLEXアッセイはU-PLEXアッセイビルダーを用いてカスタマイズすることができます

U-PLEXプラットフォームではMSDのアッセイの中から、ご自身の抗体を用いて、またはその両方のコンビネーションでお好みのパネルを素早く作成することができます。

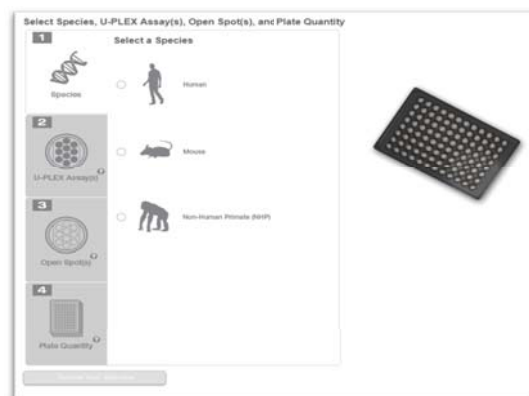
Step 1. 提供可能なアッセイを見るため、興味ある生物種を選択します。

Step 2. U-PLEXアッセイリストより必要な測定項目を選択します。

Step 3. ご自身のお手持ちの抗体を用いる場合、オープンスポット (抗体を固相化させない) がいくつ必要か選択します。

Step 4. 必要なプレート枚数を入力します。

www.mesoscale.com/U-PLEXDesignerでカスタマイズを行ってください



U-PLEXグループ

測定項目の包括的メニューがあります。これは、生物種ごとに、様々なマトリックスでテストされ、分析適合、臨床レンジ、使用用途で集められています。グループ内でお好きな数の測定項目を選択することができます。

生物種	名称	カタログ番号
Human	U-PLEX Biomarker Group 1 (hu) Assays	K15067L
NHP	U-PLEX Biomarker Group 1 (NHP) Assays	K15068L
Mouse	U-PLEX Biomarker Group 1 (ms) Assays	K15069L

U-PLEX開発パック

1ウェルごとに2から10の活性化されたスポットで自身の測定項目を用いてカスタムマルチプレックスアッセイをすることが可能です。

名称	カタログ番号
2-Assay SECTOR® Plate	K15227N
3-Assay SECTOR Plate	K15228N
4-Assay SECTOR Plate	K15229N
5-Assay SECTOR Plate	K15230N
6-Assay SECTOR Plate	K15231N
7-Assay SECTOR Plate	K15232N
8-Assay SECTOR Plate	K15233N
9-Assay SECTOR Plate	K15234N
10-Assay SECTOR Plate	K15235N

U-PLEXカスタムアッセイ

U-PLEXカスタムアッセイではMSDのアッセイとオープンスポット (抗体を固相化させないスポット) を用いてご自身のマルチプレックスアッセイを作成することが可能です。

生物種	名称	カタログ番号
Human	U-PLEX Custom Biomarker (hu) Assays	K15067M
NHP	U-PLEX Custom Biomarker (NHP) Assays	K15068M
Mouse	U-PLEX Custom Biomarker (ms) Assays	K15069M

U-PLEXトレーニングオプション

包括的なトレーニングオプションはご自身でU-PLEXアッセイを実施するための必要とされるスキルと自信を身に着けることができます。インストラクターによるトレーニングからご自身でデモンストレーションキットを使ったトレーニングまであります。

名称	詳細	カタログ番号
U-PLEXアッセイ開発トレーニング	当社のフィールドアプリケーションサイエンティストがお客様のラボでアッセイ開発のトレーニングを行います。これにはU-PLEXトレーニングパックが含まれます。	S00AD-1
U-PLEX トレーニングパック (4-Assay, 5-Plate Pack Size)	IL-1 β , IL-6, IL-8, TNF- α	K15237K-2
U-PLEX トレーニングパック (10-Assay, 5-Plate Pack Size)	IL-1 β , IL-6, IL-8, TNF- α とトレーニング用に6つのオープンスポットがあるキット	K15236K-2
U-PLEX Proinflammatory (hu) デモンストレーションキット (1-Plate Pack Size)	IL-1 β , IL-6, IL-8, TNF- α	K15064K-1

お問い合わせ先

電話: 03-3478-1055 . FAX: 03-3423-7492 . E-mail: infojp@mesoscale.com . Web: www.mesoscale.com

MESO SCALE DISCOVERY, MESO SCALE DIAGNOSTICS, MSD, MSD GOLD, DISCOVERY WORKBENCH, MULTI-ARRAY, MULTI-SPOT, QUICKPLEX, SECTOR, SECTOR PR, SECTOR HTS, SULFO-TAG, U-PLEX, S-PLEX, V-PLEX, STREPTAVIDIN GOLD, MESO, www.mesoscale.com, SMALL SPOT (デザイン), 96 WELL 1, 4, 7, & 10-SPOT (デザイン), 384 WELL 1 & 4-SPOT (デザイン), MSD (デザイン), U-PLEX (デザイン), S-PLEX (デザイン), V-PLEX (デザイン), SPOT THE DIFFERENCEは、Meso Scale Diagnostics, LLC.の商標およびまたはサービスマークです。

©2016 Meso Scale Diagnostics, LLC. 無断転載を禁ず。

使用は研究目的に限られます。診断目的にはご利用いただけません。

MK-DS-230-v3_2016April



www.mesoscale.com