

Acute Phase Response  
Cancer  
Cardiovascular Disease  
Diabetes  
Cytokines, Chemokines, and Growth Factors  
Immunology/Inflammation  
Immunoglobulin Isotyping  
Cell Signaling  
Toxicology

# Bio-Plex Pro™ Human Inflammation Assay

APRIL / TNFSF13, BAFF / TNFSF13B, sCD30 / TNFRSF8, sCD163, Chitinase 3-like 1, gp130 / sIL-6Rβ, IFN-α2, IFN-β, IFN-γ, IL-2, sIL-6Rα, IL-8, IL-10, IL-11, IL-12 (p40), IL-12 (p70), IL-19, IL-20, IL-22, IL-26, IL-27 (p28), IL-28A / IFN-λ2, IL-29 / IFN-λ1, IL-32, IL-34, IL-35, LIGHT / TNFSF14, MMP-1, MMP-2, MMP-3, Osteocalcin, Osteopontin, Pentraxin-3, sTNF-R1, sTNF-R2, TSLP, TWEAK / TNFSF12

MAGNETIC SEPARATION ENABLED

**特長**  
・磁気ビーズ洗浄機に対応

・必要な試薬類が全て含まれるAll-in-Oneパッケージ

・Bio-Plexシステムをはじめ、全てのLuminexプラットフォームで利用可能

・測定項目を選択し、組み合わせることが可能なカスタムパネル(Express / x-Plex)に対応

## TNFスーパーファミリー、Tregサイトカイン、IFN、MMPなどを含む 37種類の炎症関連バイオマーカーを一括解析

Bio-PlexヒトInflammationアッセイキットは、様々な病態生理学的状態における炎症性もしくは消炎性のサイトカインや関連バイオマーカーを最大37種類同時に測定することが可能です。そのため従来のELISA法ではサンプル量の制限などで困難であった、同一サンプルからの関連因子の同時解析を可能にし、実験効率を飛躍的に向上させることが可能です。

### 主な研究領域

- ・自己免疫疾患
- ・糖尿病
- ・癌/血管新生
- ・代謝疾患
- ・心疾患
- ・神経疾患
- ・感染症
- ・肺炎患 など



### 測定項目 および測定レンジ一覧

Analyte	Assay Working Range, pg/ml*		Assay Sensitivity, pg/ml*	Assay Precision*		37-Plex Panel 171-AL001M	24-Plex Panel 171-AL002M	Treg 12 Plex Panel 171-AL003M	Singleplex Bead Region
	LLOQ	ULOQ		Intra-Assay %CV	Inter-Assay %CV				
APRIL / TNFSF13	3,440.1	2,507,800.0	190.0	4.2	17.3	•	•	•	42
BAFF / TNFSF13B	91.5	200,008.9	34.7	1.6	5.2	•	•	•	37
sCD30 / TNFRSF8	53.4	12,973.1	1.0	2.5	5.0	•	•	•	53
sCD163	1,338.7	975,916.6	16.8	4.2	8.1	•	•	•	46
Chitinase 3-like 1	36.7	80,275.3	10.3	2.5	6.0	•	•	•	72
gp130 / sIL-6Rβ	257.6	187,785.6	16.9	2.3	5.9	•	•	•	14
IFN-α2	3.1	6,702.2	0.7	3.6	10.0	•	•	•	20
IFN-β	0.9	1,872.8	2.0	3.0	11.2	•	•	•	44
IFN-γ	6.3	13,694.9	0.05	3.7	7.3	•	•	•	21
IL-2	1.2	2,662.7	0.1	3.3	10.3	•	•	•	38
sIL-6Rα	18.6	40,675.1	1.5	3.1	3.2	•	•	•	19
IL-8	4.5	9,762.7	2.7	4.5	7.7	•	•	•	54
IL-10	1.7	3,781.2	0.6	3.0	8.5	•	•	•	56
IL-11	0.1	207.1	0.05	3.6	16.9	•	•	•	39
IL-12 (p40)	5.5	12,039.9	5.6	3.5	6.3	•	•	•	28
IL-12 (p70)	1.3	908.0	0.1	3.5	5.5	•	•	•	75
IL-19	8.5	6,223.8	0.2	3.8	8.4	•	•	•	29
IL-20	2.7	5,809.9	3.6	2.3	11.1	•	•	•	30
IL-22	5.3	11,511.0	1.1	3.2	6.5	•	•	•	18
IL-26	8.2	5,969.7	1.2	3.1	10.9	•	•	•	22
IL-27 (p28)	3.8	8,397.0	0.1	3.0	6.5	•	•	•	13
IL-28A / IFN-λ2	10.7	7,813.5	1.8	4.3	7.9	•	•	•	66
IL-29 / IFN-λ1	5.2	11,431.4	1.6	4.4	3.9	•	•	•	33
IL-32	3.9	8,586.5	12.3	2.5	8.8	•	•	•	35
IL-34	61.9	45,142.7	51.9	3.2	6.7	•	•	•	15
IL-35	20.6	45,037.6	3.7	2.6	9.1	•	•	•	34
LIGHT / TNFSF14	14.8	3,585.3	10.2	3.1	10.4	•	•	•	51
MMP-1	106.8	233,460.8	33.7	4.8	9.0	•	•	•	43
MMP-2	1,224.5	297,540.2	39.0	4.8	7.7	•	•	•	26
MMP-3	395.7	288,429.4	28.5	3.7	8.8	•	•	•	45
Osteocalcin	285.6	208,184.6	23.4	1.6	5.8	•	•	•	65
Osteopontin	115.3	252,154.4	91.3	2.3	4.5	•	•	•	77
Pentraxin-3	6.0	13,186.4	0.8	2.7	6.8	•	•	•	48
sTNF-R1	26.8	58,575.9	0.2	2.2	6.1	•	•	•	73
sTNF-R2	30.3	66,190.7	3.2	3.0	7.7	•	•	•	67
TSLP	3.0	2,165.0	0.8	3.3	9.4	•	•	•	52
TWEAK / TNFSF12	3.1	6,772.8	0.5	2.2	15.2	•	•	•	62

- 構成成分**
- ・抗体付磁気ビーズ
  - ・検出抗体
  - ・スタンダード
  - ・コントロール (カスタムパネルには含まれません)
  - ・検出抗体希釈液HB
  - ・スタンダード希釈液HB
  - ・サンプル希釈液HB
  - ・アッセイバッファー
  - ・ウォッシュバッファー
  - ・10xストレプトアビジン-PE
  - ・フラットボトムプレート
  - ・プレートシール

# Ordering Information

## ヒト Inflammation アッセイ キット

### プレミックスパネル (96well x 1回分)

カタログ番号	品名	価格
171-AL001M	Bio-Plex Pro ヒト Inflammation 1 37-plex パネル	¥820,000
171-AL002M	Bio-Plex Pro ヒト Inflammation 1 24-plex パネル	¥580,000
171-AL003M	Bio-Plex Pro ヒト Treg 12-plex パネル	¥390,000

### スタンダード

カタログ番号	品名	価格
171-DL0001	Bio-Plex Pro ヒト Inflammation 1 スタンダード(1本)	¥40,000
171-DL0050	Bio-Plex Pro ヒト Inflammation 1 スタンダード(50本)	¥1,600,000

### Bio-Plex Pro Reagent キット

カタログ番号	品名	価格
171-304090	Bio-Plex Pro Reagent キット III (フィルタープレート付)1x96	¥40,000
171-304090M	Bio-Plex Pro Reagent キット III (磁気ビーズ用プレート付)1x96	¥40,000

### シングルプレックスセット (抗体付磁気ビーズ、検出抗体)

各 ¥36,000

カタログ番号	品名	カタログ番号	品名
171-BL001M	Bio-Plex Pro ヒト Inflammation 1 APRIL/TNFSF13 セット	171-BL020M	Bio-Plex Pro ヒト Inflammation 1 IL-26 セット
171-BL002M	Bio-Plex Pro ヒト Inflammation 1 BAFF/TNFSF13B セット	171-BL021M	Bio-Plex Pro ヒト Inflammation 1 IL-27 (p28) セット
171-BL003M	Bio-Plex Pro ヒト Inflammation 1 sCD30/TNFRSF8 セット	171-BL022M	Bio-Plex Pro ヒト Inflammation 1 IL-28A/IFN- $\lambda$ 2 セット
171-BL004M	Bio-Plex Pro ヒト Inflammation 1 sCD163 セット	171-BL023M	Bio-Plex Pro ヒト Inflammation 1 IL-29/IFN- $\lambda$ 1 セット
171-BL005M	Bio-Plex Pro ヒト Inflammation 1 Chitinase 3-like 1 セット	171-BL024M	Bio-Plex Pro ヒト Inflammation 1 IL-32 セット
171-BL006M	Bio-Plex Pro ヒト Inflammation 1 gp130/sIL-6Rb セット	171-BL025M	Bio-Plex Pro ヒト Inflammation 1 IL-34 セット
171-BL007M	Bio-Plex Pro ヒト Inflammation 1 IFN- $\alpha$ 2 セット	171-BL026M	Bio-Plex Pro ヒト Inflammation 1 IL-35 セット
171-BL008M	Bio-Plex Pro ヒト Inflammation 1 IFN- $\beta$ セット	171-BL027M	Bio-Plex Pro ヒト Inflammation 1 LIGHT/TNFSF14 セット
171-BL009M	Bio-Plex Pro ヒト Inflammation 1 IFN- $\gamma$ セット	171-BL028M	Bio-Plex Pro ヒト Inflammation 1 MMP-1 セット
171-BL010M	Bio-Plex Pro ヒト Inflammation 1 IL-2 セット	171-BL029M	Bio-Plex Pro ヒト Inflammation 1 MMP-2 セット
171-BL011M	Bio-Plex Pro ヒト Inflammation 1 sIL-6Ra セット	171-BL030M	Bio-Plex Pro ヒト Inflammation 1 MMP-3 セット
171-BL012M	Bio-Plex Pro ヒト Inflammation 1 IL-8 セット	171-BL031M	Bio-Plex Pro ヒト Inflammation 1 Osteocalcin セット
171-BL013M	Bio-Plex Pro ヒト Inflammation 1 IL-10 セット	171-BL032M	Bio-Plex Pro ヒト Inflammation 1 Osteopontin (OPN) セット
171-BL014M	Bio-Plex Pro ヒト Inflammation 1 IL-11 セット	171-BL033M	Bio-Plex Pro ヒト Inflammation 1 Pentraxin-3 セット
171-BL015M	Bio-Plex Pro ヒト Inflammation 1 IL-12 (p40) セット	171-BL034M	Bio-Plex Pro ヒト Inflammation 1 sTNF-R1 セット
171-BL016M	Bio-Plex Pro ヒト Inflammation 1 IL-12 (p70) セット	171-BL035M	Bio-Plex Pro ヒト Inflammation 1 sTNF-R2 セット
171-BL017M	Bio-Plex Pro ヒト Inflammation 1 IL-19 セット	171-BL036M	Bio-Plex Pro ヒト Inflammation 1 TSLP セット
171-BL018M	Bio-Plex Pro ヒト Inflammation 1 IL-20 セット	171-BL037M	Bio-Plex Pro ヒト Inflammation 1 TWEAK/TNFSF12 セット
171-BL019M	Bio-Plex Pro ヒト Inflammation 1 IL-22 セット		

### カスタムパネル (96well x 1回分)

項目数	Expressパネル	X-Plexパネル
1	¥116,000	-
2	¥152,000	-
3	¥188,000	-
4	¥224,000	-
5	¥260,000	-
6	¥296,000	-
7	¥332,000	-
8	¥368,000	-
9	¥404,000	-
10	¥440,000	-
11	-	¥480,000
12	-	¥500,000
13	-	¥520,000
14	-	¥540,000
15	-	¥560,000
16	-	¥580,000
17	-	¥600,000
18	-	¥620,000
19	-	¥640,000
20	-	¥660,000

20項目以上は1項目追加毎に¥20,000+加算

- ※ ヒトInflammationアッセイで使用するスタンダードはカルタヘナ該当品です。
- ※ シングルプレックスには、抗体付ビーズ、検出抗体が含まれます。測定にはプレミックスパネルもしくはカスタムパネルに与わせてご利用いただくか、別途Reagentキット、スタンダードが必要です。
- ※ プレミックスパネルにはフィルタープレートが含まれません。吸引式洗浄装置をご利用のお客様は、別途フィルタープレートをご用意ください。

#### カスタムパネルについて

カスタムパネルでは測定したい項目を組み合わせて、Expressパネル(10項目以下)、もしくはx-Plexパネル(11項目以上)としてご注文いただけます。

#### •Expressパネル(10項目以下)

ご注文いただいた項目の、1次抗体付ビーズ、検出抗体が、個々のチューブに入りお手元に届きます。ご使用前に混ぜ合わせてご使用ください。  
—納期目安 3-4週間

#### •x-Plexパネル(11項目以上)

ご注文いただいた項目の、1次抗体付ビーズ、検出抗体がそれぞれ1本のチューブに混合され、お手元に届きます。  
—納期目安 4-5週間

カスタムパネルのご注文は、弊社ホームページ内のAssay Builder (下記のURL)をご参照ください。  
(<http://www.bio-rad.com/assaybuilder>)

- ※ 本パネルは、他のアッセイ試薬と混合し、測定することはできません。
- ※ 本製品は、研究用試薬です。診断及び治療には使用できません。
- ※ 価格は税抜き価格です。
- ※ 価格、仕様などは2015年1月現在のもので予告無く変更することがありますのでご了承ください。
- ※ 本カタログに記載されている会社名、商品名は各社の商標または登録商標です。

**BIO-RAD** バイオ・ラッド ラボラトリーズ 株式会社  
ライフサイエンス事業部

本 社 : 東京都品川区東品川 2-2-24 天王洲セントラルタワー Tel: 03-6361-7000

大阪営業所 : 大阪市淀川区新北野1-14-11 第一生命ビル Tel: 06-6308-6568

福岡営業所 : 福岡市博多区博多駅東2-5-28 Tel: 092-475-4856

学術的お問い合わせは Tel: 03-6404-0331