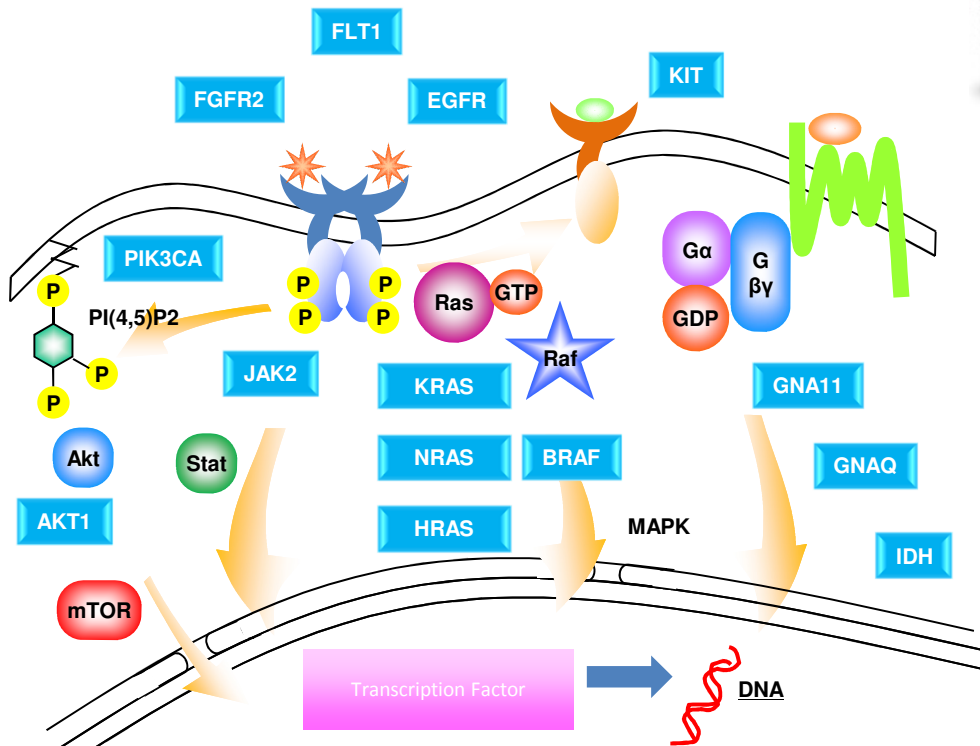


デジタルPCR用 レアミューテーション検出試薬

PrimePCR™ ddPCR™ Assays

QX100™/QX200™ Droplet Digital™ PCR (ddPCR) を用いた 絶対定量用バリデーション済み試薬キット

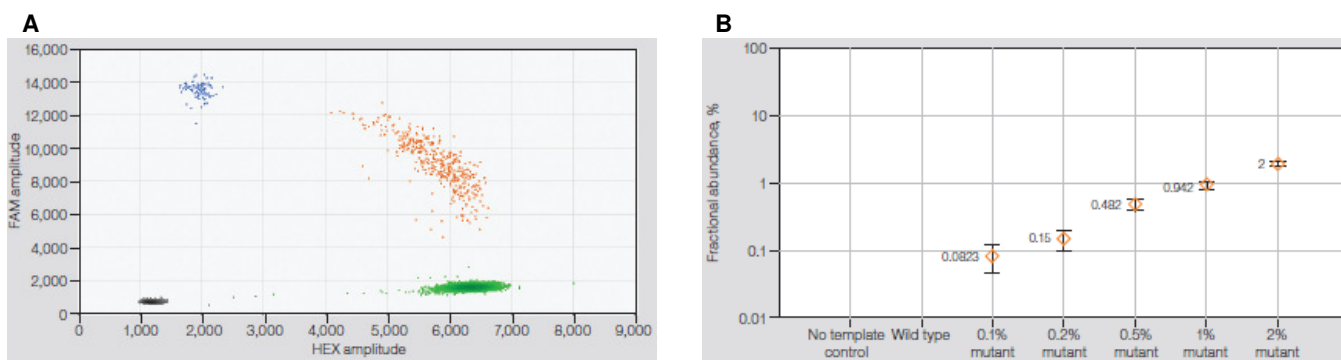
遺伝子変異の研究は、がん・遺伝子疾患・感染症など、数多くの研究分野で行われていますが、変異遺伝子の存在比率が小さくなるに従い、変異検出は困難さを増します。Bio-Radは、この遺伝子変異検出 (rare mutation検出) を、デジタルPCRを用いて高感度に検出できる試薬 (PrimePCR™ for ddPCR) を開発いたしました。



- | | | | |
|--|--|--|---|
| <div data-bbox="209 1429 341 1485" data-label="Section-Header">KRAS</div> <ul style="list-style-type: none"> ・ KRAS G12A ・ KRAS G12C ・ KRAS G12D ・ KRAS G12R ・ KRAS G12S ・ KRAS G12V ・ KRAS G13D ・ KRAS A146T | <div data-bbox="544 1429 676 1485" data-label="Section-Header">HRAS</div> <ul style="list-style-type: none"> ・ HRAS G12V | <div data-bbox="871 1429 1003 1485" data-label="Section-Header">BRAF</div> <ul style="list-style-type: none"> ・ BRAF V600E ・ BRAF V600K ・ BRAF V600R | <div data-bbox="1177 1429 1310 1485" data-label="Section-Header">EGFR</div> <ul style="list-style-type: none"> ・ EGFR T790M ・ EGFR L858R ・ EGFR L861Q ・ EGFR G719S ・ EGFR E746A750del |
| <div data-bbox="209 1805 341 1861" data-label="Section-Header">NRAS</div> <ul style="list-style-type: none"> ・ NRAS Q61H ・ NRAS Q61L ・ NRAS Q61K ・ NRAS Q61R | <div data-bbox="544 1570 676 1626" data-label="Section-Header">AKT1</div> <ul style="list-style-type: none"> ・ AKT1 E17K | <div data-bbox="871 1630 1003 1686" data-label="Section-Header">GNA11</div> <ul style="list-style-type: none"> ・ GNA11 Q209L | <div data-bbox="1177 1686 1310 1742" data-label="Section-Header">FGFR2</div> <ul style="list-style-type: none"> ・ FGFR2 S252W |
| | <div data-bbox="544 1704 676 1760" data-label="Section-Header">JAK2</div> <ul style="list-style-type: none"> ・ JAK2 V617F | <div data-bbox="871 1742 1003 1798" data-label="Section-Header">GNAQ</div> <ul style="list-style-type: none"> ・ GNAQ Q209L | <div data-bbox="1177 1798 1310 1854" data-label="Section-Header">KIT</div> <ul style="list-style-type: none"> ・ KIT D816V |
| | <div data-bbox="544 1839 676 1895" data-label="Section-Header">PIK3CA</div> <ul style="list-style-type: none"> ・ PIK3CA E542K ・ PIK3CA E545K ・ PIK3CA H1047R | <div data-bbox="871 1839 1003 1895" data-label="Section-Header">IDH</div> <ul style="list-style-type: none"> ・ IDH1 R132C ・ IDH1 R132H ・ IDH2 R140Q | <div data-bbox="1177 1910 1310 1966" data-label="Section-Header">FLT1</div> <ul style="list-style-type: none"> ・ FLT1 D835Y |



PrimePCR for ddPCRを使用したJAK2 V617Fの定量結果



- A.** 野生型/変異型の混合物のトリプリケートをQuantaSoftソフトウェアの2Dプロットを用いて解析した。黒色のクラスターはネガティブなドロップレット、緑色のクラスターは野生型DNAのみポジティブなドロップレットを示す。また、青色のクラスターは変異型のみポジティブなドロップレット、オレンジ色のクラスターは野生型/変異型共にポジティブなドロップレットを示す。
- B.** 野生型DNAのバックグラウンドに対する変異型DNAの割合を測定した。変異型の割合が2%から0.1%まで精度よく定量できていることを示している。QuantaSoftソフトウェアで測定したエラーバーはポアソンの95%信頼区間を表す。

Ordering information

※各キットの価格はすべて¥129,000円

カタログ番号	対象遺伝子	品名	カタログ番号	対象遺伝子	品名
186-3100	BRAF	PrimePCR for ddPCR BRAF V600E	186-3117	KRAS	PrimePCR for ddPCR KRAS A146T
186-3101		PrimePCR for ddPCR BRAF V600K	186-3118	AKT1	PrimePCR for ddPCR AKT1 E17K
186-3102		PrimePCR for ddPCR BRAF V600R	186-3119	FGFR2	PrimePCR for ddPCR FGFR2 S252W
186-3103	EGFR	PrimePCR for ddPCR EGFR T790M	186-3120	FLT1	PrimePCR for ddPCR FLT1 D835Y
186-3104		PrimePCR for ddPCR EGFR L858R	186-3121	GNA11	PrimePCR for ddPCR GNA11 Q209L
186-3105		PrimePCR for ddPCR EGFR E746A750del	186-3122	GNAQ	PrimePCR for ddPCR GNAQ Q209L
186-3106		PrimePCR for ddPCR EGFR L861Q	186-3123	IDH	PrimePCR for ddPCR IDH1 R132C
186-3107		PrimePCR for ddPCR EGFR G719S	186-3124		PrimePCR for ddPCR IDH1 R132H
186-3108	HRAS	186-3125	PrimePCR for ddPCR IDH2 R140Q		
186-3109	KIT	PrimePCR for ddPCR KIT D816V	186-3126	JAK2	PrimePCR for ddPCR JAK2 V617F
186-3110	KRAS	PrimePCR for ddPCR KRAS G12A	186-3127	NRAS	PrimePCR for ddPCR NRAS Q61H
186-3111		PrimePCR for ddPCR KRAS G12C	186-3128		PrimePCR for ddPCR NRAS Q61L
186-3112		PrimePCR for ddPCR KRAS G12D	186-3129		PrimePCR for ddPCR NRAS Q61K
186-3113		PrimePCR for ddPCR KRAS G12R	186-3130		PrimePCR for ddPCR NRAS Q61R
186-3114		PrimePCR for ddPCR KRAS G12S	186-3131	PrimePCR for ddPCR PIK3CA E542K	
186-3115		PrimePCR for ddPCR KRAS G12V	186-3132	PrimePCR for ddPCR PIK3CA E545K	
186-3116		PrimePCR for ddPCR KRAS G13D	186-3133	PrimePCR for ddPCR PIK3CA H1047R	

(注) 各試薬の構成はWild typeのPrimer/Probe(HEX), MutantのPrimer/Probe(FAM), およびddPCR用supermixであり、容量は200反応分です。当試薬は研究用試薬であり、QX100/QX200 Droplet Digital PCRシステムにおける使用を推奨いたします。対象生物種はヒトです。

FAM is a trademark of Applied Biosystems.

The QX200 Droplet Digital PCR system and/or its use is covered by claims of U.S. patents, and/or pending U.S. and non-U.S. patent applications owned by or under license to Bio-Rad Laboratories, Inc. Purchase of the product includes a limited, non-transferable right under such intellectual property for use of the product for internal research purposes only. No rights are granted for diagnostic uses. No rights are granted for use of the product for commercial applications of any kind, including but not limited to manufacturing, quality control, or commercial services, such as contract services or fee for services. Information concerning a license for such uses can be obtained from Bio-Rad Laboratories. It is the responsibility of the purchaser/end user to acquire any additional intellectual property rights that may be required.

Bio-Rad's real-time thermal cyclers are covered by one or more of the following U.S. patents or their foreign counterparts owned by Eppendorf AG: U.S. Patent Numbers 6,767,512 and 7,074,367.

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

Visit us at <http://www.bio-rad.com>

本 社	〒140-0002 東京都品川区東品川 2-2-24 天王洲ビル9F	TEL:03-6361-7000	FAX:03-5463-8480
大阪営業所	〒532-0025 大阪市淀川区新北野1-14-11 第一生命ビル	TEL:06-6308-6568	FAX:06-6308-3064
福岡営業所	〒812-0013 福岡市博多区博多駅東2-5-28	TEL:092-475-4856	FAX:092-475-4858
	*学術的お問い合わせは	TEL:03-6404-0331	FAX:03-6404-0334

※価格(税抜き)、仕様などは予告なく変更することがありますので、ご了承ください。
※価格は2014年9月現在のものです。メーカー希望小売価格(税別)です。
※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。

取扱店

C10596 1409B