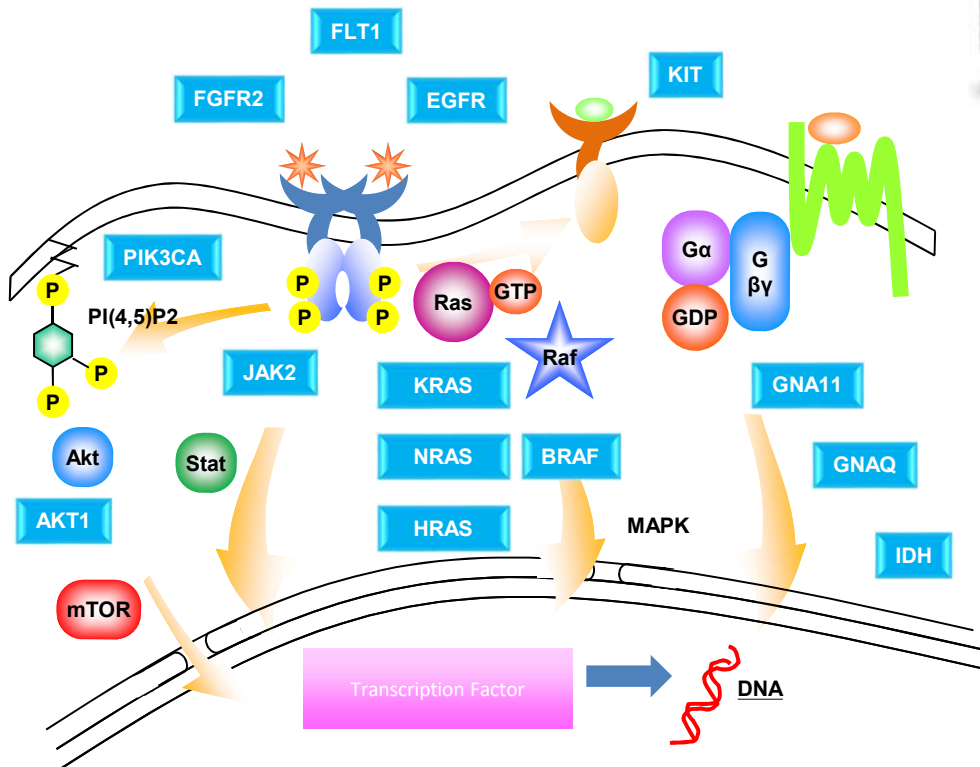


デジタルPCR用 レアミューテーション検出試薬

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。



KRAS

- KRAS G12A
- KRAS G12C
- KRAS G12D
- KRAS G12R
- KRAS G12S
- KRAS G12V
- KRAS G13D
- KRAS A146T

NRAS

- NRAS Q61H
- NRAS Q61L
- NRAS Q61K
- NRAS Q61R

HRAS

- HRAS G12V

AKT1

- AKT1 E17K

PIK3CA

- PIK3CA E542K
- PIK3CA E545K
- PIK3CA H1047R

BRAF

- BRAF V600E
- BRAF V600K
- BRAF V600R

GNA11

- GNA11 Q209L

GNAQ

- GNAQ Q209L

IDH

- IDH1 R132C
- IDH1 R132H
- IDH2 R140Q

EGFR

- EGFR T790M
- EGFR L858R
- EGFR L861Q
- EGFR G719S
- EGFR E746A750del

FGFR2

- FGFR2 S252W

KIT

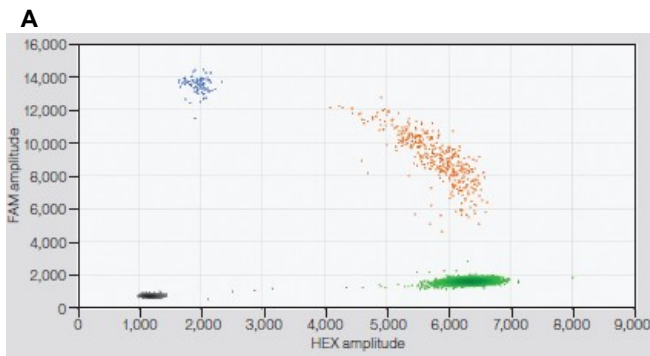
- KIT D816V

FLT3

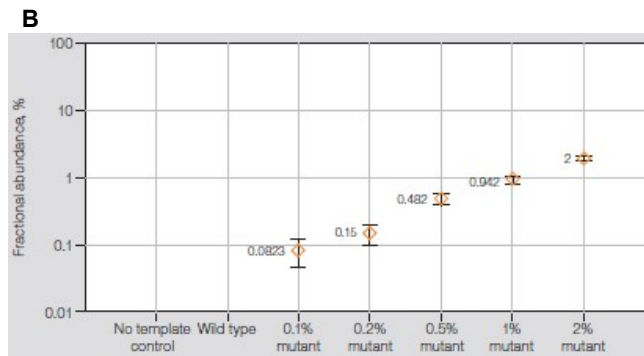
- FLT3 D835Y



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レットを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
1863100		PrimePCR for ddPCR BRAF V600E
1863101	BRAF	PrimePCR for ddPCR BRAF V600K
1863102		PrimePCR for ddPCR BRAF V600R
1863103		PrimePCR for ddPCR EGFR T790M
1863104		PrimePCR for ddPCR EGFR L858R
1863105	EGFR	PrimePCR for ddPCR EGFR E746A750del
1863106		PrimePCR for ddPCR EGFR L861Q
1863107		PrimePCR for ddPCR EGFR G719S
1863108	HRAS	PrimePCR for ddPCR HRAS G12V
1863110		PrimePCR for ddPCR KRAS G12A
1863111		PrimePCR for ddPCR KRAS G12C
1863112		PrimePCR for ddPCR KRAS G12D
1863113	KRAS	PrimePCR for ddPCR KRAS G12R
1863114		PrimePCR for ddPCR KRAS G12S
1863115		PrimePCR for ddPCR KRAS G12V
1863116		PrimePCR for ddPCR KRAS G13D
1863117		PrimePCR for ddPCR KRAS A146T

カタログ番号	対象遺伝子	品名
1863109	KIT	PrimePCR for ddPCR KIT D816V
1863118	AKT1	PrimePCR for ddPCR AKT1 E17K
1863119	FGFR2	PrimePCR for ddPCR FGFR2 S252W
1863120	FLT3	PrimePCR for ddPCR FLT3 D835Y
1863121	GNA11	PrimePCR for ddPCR GNA11 Q209L
1863122	GNAQ	PrimePCR for ddPCR GNAQ Q209L
1863123		PrimePCR for ddPCR IDH1 R132C
1863124	IDH	PrimePCR for ddPCR IDH1 R132H
1863125		PrimePCR for ddPCR IDH2 R140Q
1863127		PrimePCR for ddPCR NRAS Q61H
1863128	NRAS	PrimePCR for ddPCR NRAS Q61L
1863129		PrimePCR for ddPCR NRAS Q61K
1863130		PrimePCR for ddPCR NRAS Q61R
1863131		PrimePCR for ddPCR PIK3CA E542K
1863132	PIK3CA	PrimePCR for ddPCR PIK3CA E545K
1863133		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 天王洲ビルディング	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

取扱店

※価格(税抜き)、仕様などは予告無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。

C10596 1409C