

# Library Quantification Kit

価格改定 により、さらにコストパフォーマンスがUp！

GC/ATバイアスの少ない高性能PCR酵素を採用しており性能面も安心！

2015年10月13日実施

## ■ 特 長

- ✓ NextSeq、MiSeq、HiSeq、GA II 等のイルミナ社次世代シーケンサー用ライブラリー定量キット
- ✓ SYBR® Green I を用いるリアルタイムPCR法を採用しているため、簡便に高感度検出が可能  
低濃度のライブラリーも定量できます！
- ✓ アダプターが付加されたDNAだけを特異的に検出  
解析に使えない、アダプターなしのDNAはオミットします！
- ✓ 濃度既知の4本の検量線用スタンダード入り  
正確にDNAの絶対定量が行えます！
- ✓ サンプル希釈時のバラツキを抑える専用希釈液「Easy Dillution Buffer」付き



## ■ 容量／製品コード／価格

製品名	容量	製品コード	新価格(税別)
Library Quantification Kit	500回	638324	¥75,000

<参考:他社同タイプキット価格>

製品名	容量	価格(税別)
他社同タイプキットK	500回	¥153,000

★ 価格は他社同タイプキットの半額 以下です。

★ 初めてお使いになる方には、お試し価格でご提供いたします。お気軽に弊社営業担当、もしくは弊社試薬取扱店までお知らせください。

価格は2015年10月13日時点

## ■ 関連製品

製品名	容量	製品コード	価格(税別)
DNA Standards for Library Quantification	50回	638325	¥44,000

Library Quantification Kitに含まれる検量線用スタンダードの単品販売です。

★ 他社同タイプキットとの性能比較は裏面をご覧ください

# Library Quantification Kit

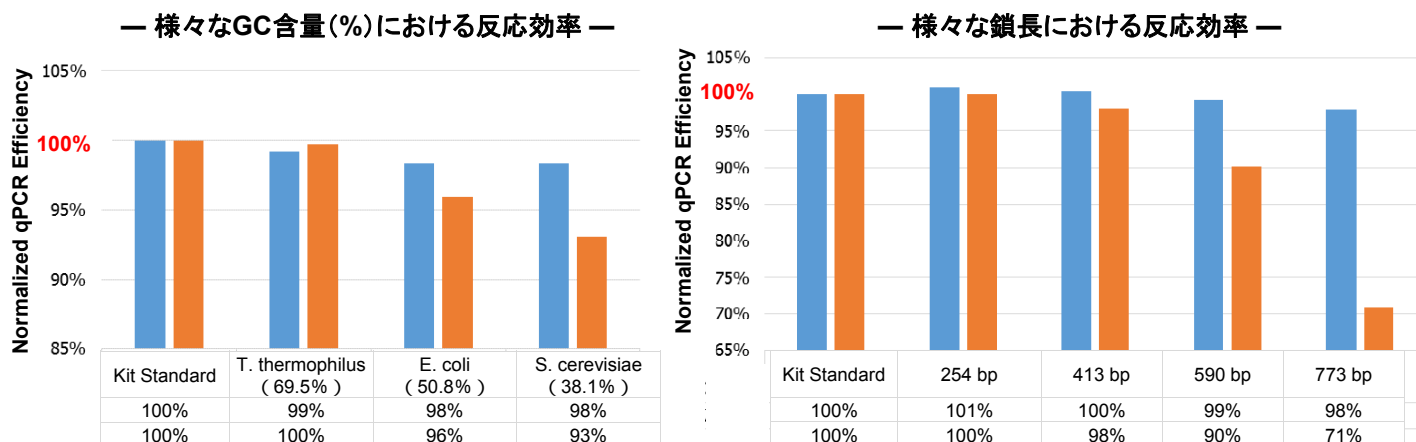
## ■ 他社同タイプキットとの比較

クロンテック社Library Quantification Kitに含まれるTerra qPCR Direct SYBR® Premixと、他社同タイプキットのSYBR® qPCR試薬の性能を比較しました。

### 1) 様々なGC含量および鎖長のDNAをターゲットとした場合のqPCR効率

各キットに含まれているスタンダードDNAのqPCR効率を100%として、様々なGC含量および鎖長を持つDNAをターゲットとした測定での効率を比較した。

■ Terra qPCR Direct SYBR® Premix ■ 他社同タイプキットのSYBR® qPCR試薬

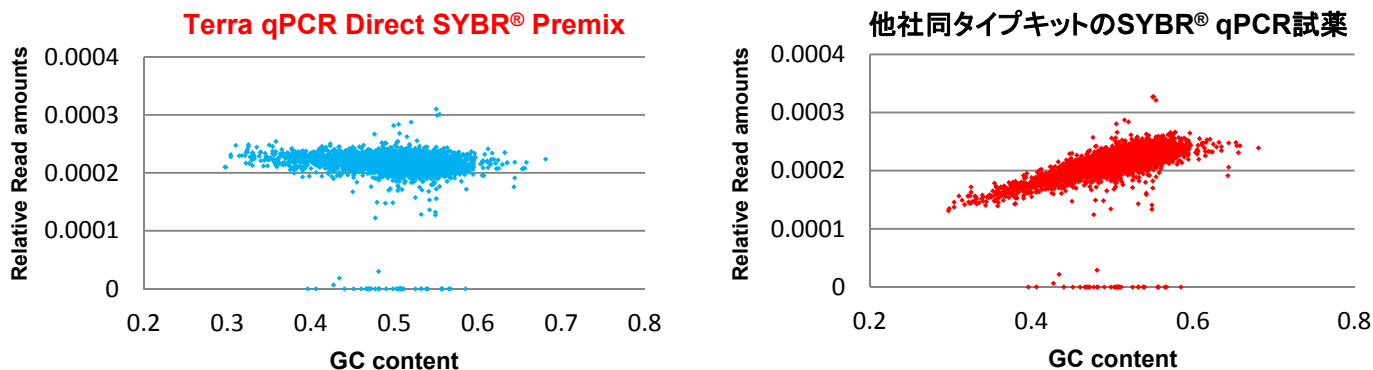


他社同タイプキットのqPCR試薬では、GC含量の変動や鎖長が長くなるのに伴いqPCR効率の低下がみられたが、Terra qPCR試薬の効率はほぼ一定であり、ターゲットの種類によるqPCRのバイアスが小さいことが示された。

(クロンテック社取得データ)

### 2) NGS用ライブラリーを増幅する際のGC含量の影響

大腸菌ゲノムDNA(GC含量 30~65%)から作製したNGS用ライブラリーを各キットのqPCR試薬で増幅後、NGS解析を行い、GC含量に対してそれぞれの相対リード数をプロットした。



他社同タイプキットのqPCR試薬ではGC含量が低くなると相対リード数の低下、すなわち増幅効率の低下が見られたのに対し、クロンテック社キットのTerra qPCR試薬はGC含量にかかわらず相対リード数(増幅効率)がほぼ一定であり、GC含量に影響を受けずにライブラリーを定量できることが示された。

(クロンテック社取得データ)

- ・本チラシで紹介した製品はすべて研究用として販売しております。ヒト、動物への医療、臨床診断用には使用しないようご注意ください。また、食品、化粧品、家庭用品等として使用しないでください。
- ・タカラバイオの承認を得ずに製品の再販・譲渡、再販・譲渡のための改変、商用製品の製造に使用することは禁止されています。
- ・本チラシに記載された社名および製品名は、特に記載がなくても各社の商標または登録商標です。
- ・ライセンス情報については弊社ウェブサイトにてご確認ください。
- ・本チラシ記載の価格は2015年10月1日現在の希望小売価格です。価格に消費税は含まれておりません。

2015年10月作成

## タカラバイオ株式会社

東京支店 TEL 03-3271-8553 FAX 03-3271-7282

関西支店 TEL 077-565-6969 FAX 077-565-6995

TaKaRaテクニカルサポートライン

TEL 077-565-6999 FAX 077-565-6995

Website <http://www.takara-bio.co.jp>

Facebook <http://www.facebook.com/takarabio.jp>

取扱店