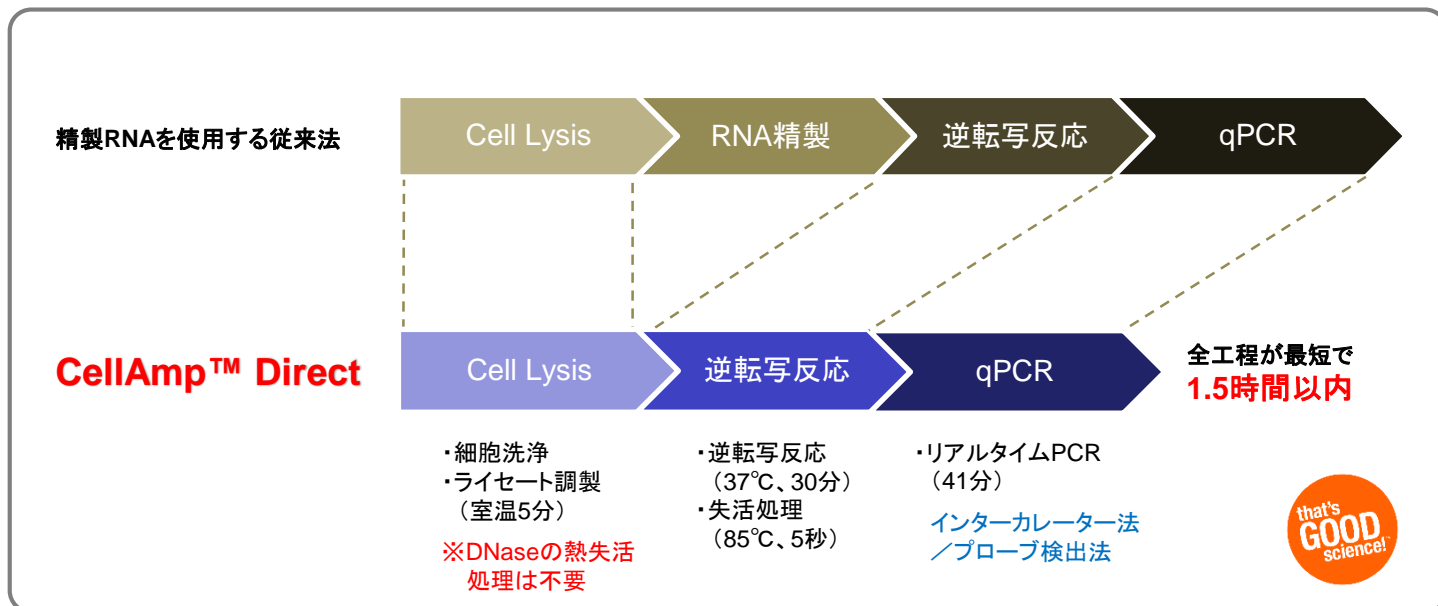


細胞から簡単にリアルタイムRT-PCR

CellAmp™ Direct RT-qPCR Kit



特長1. シンプルな実験操作

- 調製したライセートは**RNA精製無し**で逆転写反応へ使用可能。**DNaseの加熱による失活処理も不要**
- RNA精製のステップを省略したことで、サンプルの取り違いなどの**操作ミス**のリスクを**低減**
- ライセート調製からqPCR解析まで**最短1.5時間**で完了。ハイスループットスクリーニングに最適

特長2. 改良されたLysis Buffer

- 株化培養細胞(接着細胞、浮遊細胞)、初代培養細胞、各種幹細胞(iPS細胞)など**様々な細胞種へ適用**できることを確認済み → 詳細は「**本チラシ裏面**」をご覧ください。
- 調製したライセートは**-20℃**で**6か月間**安定保存が可能

特長3. 精製RNAとの高い相関性

- RNA調製におけるバラツキやサンプルのロスなど、定量解析に与えるリスクを**大幅に軽減**
- ライセートと精製RNAを用いたRT-qPCRの**高い相関性** → 詳細は「**本チラシ裏面**」をご覧ください。

製品名	容量	製品コード	価格(税別)
インターカレーター法検出用 CellAmp™ Direct TB Green™ RT-qPCR Kit	1 Kit Lysis 20回、qPCR 100回(25 µl反応系) ※1	3735S	¥36,000
	1 Kit Lysis 100回、qPCR 500回(25 µl反応系) ※1	3735A	¥120,000
プローブ検出用 CellAmp™ Direct Probe RT-qPCR Kit	1 Kit Lysis 20回、qPCR 100回(25 µl反応系) ※2	3736S	¥34,000
	1 Kit Lysis 100回、qPCR 500回(25 µl反応系) ※2	3736A	¥113,000

※1 : qPCR試薬にはTB Green Fast qPCR Mix(製品コード RR430A/B)を使用しています。単品でご購入いただくことも可能です。

※2 : qPCR試薬にはProbe qPCR Mix(製品コード RR391A/B)を使用しています。単品でご購入いただくことも可能です。



カタログ製品以外に、ご要望により**カスタム対応**も承っています。詳細は弊社までご相談ください。

■ 精製RNAおよびCellAmp™で調製したライセートからの発現解析の比較

<実験例1> CellAmp™ Direct TB Green™ RT-qPCR Kit(製品コード 3735S/A)

【実験方法】

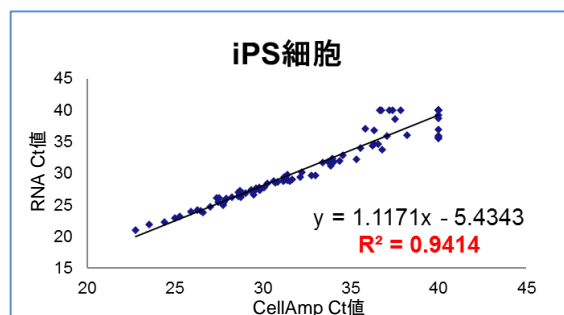
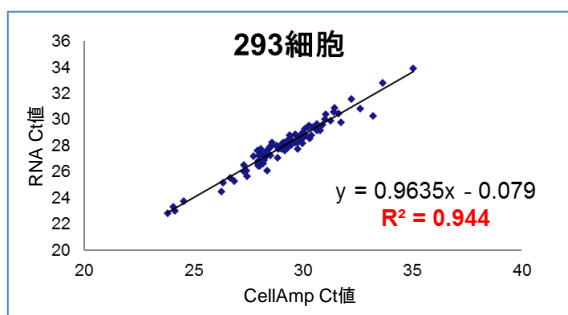
サンプル: HEK293細胞、iPS細胞

方法: 各細胞 1×10^4 cellsを回収し、ライセート50 μ lを調製後、逆転写反応、qPCR反応を行って遺伝子発現解析した。コントロールには精製したtotal RNAを使用し、プライマーはHEK293細胞、iPS細胞それぞれに対して、PrimerArray® Cell cycle (Human)(製品コード PH002)、PrimerArray® Embryonic Stem Cells (Human)(製品コード PH016)を使用した。

【実験結果】

CellAmp™ Direct TB Green™ RT-qPCR Kitで調製したライセートと精製RNAを用いた場合の解析結果に、高い相関性があることが示されました。

※Jurkat細胞やHeLa細胞、およびヒト皮膚線維芽細胞(NHDF)についても同様に高い相関性が得られています。



<実験例2> CellAmp™ Direct Probe RT-qPCR Kit(製品コード 3736S/A)

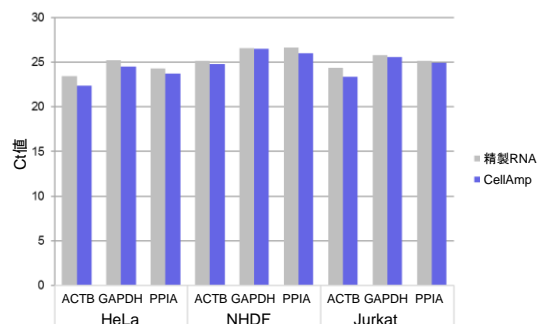
【実験方法】

サンプル: HeLa細胞、ヒト皮膚線維芽細胞(NHDF)、Jurkat細胞

方法: 各細胞 1×10^4 cellsを回収し、プロトコールに従ってライセート50 μ lを調製した後、逆転写反応、qPCR反応を行って遺伝子発現解析した。コントロールには精製したtotal RNAを使用した。

【実験結果】

CellAmp™ Direct Probe RT-qPCR Kitで調製したライセートでも、精製RNAを用いた場合と同等の遺伝子発現のプロファイルが得られました。



様々な細胞種の遺伝子発現解析結果において、精製RNAとCellAmp™調製ライセートを使用した場合で得られるCt値に相関があることを確認できました。

■ 関連製品

製品名	容量	製品コード	価格(税別)
TB Green™ Fast qPCR Mix	200回(50 μ l反応系) / 400回(25 μ l反応系)	RR430A	¥42,000
	400回(50 μ l反応系) / 800回(25 μ l反応系)	RR430B	¥80,000
Probe qPCR Mix	200回(50 μ l反応系) / 400回(25 μ l反応系)	RR391A	¥39,000
	400回(50 μ l反応系) / 800回(25 μ l反応系)	RR391B	¥75,000

・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。・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。・本チラシ記載の価格は2018年8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。

2018年8月作成G

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

テクニカルサポートライン

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

ウェブサイト <http://www.takara-bio.co.jp>

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

取扱店