

QIAcuity® UCP Probe PCR Kit



超清浄環境下で製造された PCR キットによる 微生物・病原性微生物、残留 DNA の高精度な検出および定量



- UCP (UltraCleanProduction) 製造により、DNAバックグラウンドを最小限に抑える設計
- 1~5 プレックス反応に対応
- 4x濃縮マスターミックスにより、多くのサンプルを反応液に添加可能
- QIAcuity デジタル PCR システム用プレートに最適化
- 非特異的な PCR 増幅を抑制

本製品は、QIAcuity デジタル PCR システムナノプレートに最適化されています。微生物 DNA の検出や残留 DNA 検査などの品質管理は、DNA バックグラウンドによる汚染を低く抑えられた状態での評価が求められます。UCP 製造により、発現宿主または他の生物に由来する残留 DNA の潜在的な汚染を最小限に抑えます。またすべてのキットコンポーネントは 16S および 18S rRNA コード配列をターゲットとした PCR アッセイにより、バクテリアおよび真菌 DNA の管理を行っています。このような理由から、このキットは、微生物、病原性微生物検出、品質管理、マイクロバイーム/メタゲノム解析、低バイオマスサンプル試験など、標的となるターゲット配列が少ないサンプルにおける正確な検出、定量にお使いいただけます。

オーダーインフォメーション

製品名	内容	Cat.no.	希望小売価格
QIAcuity UCP Probe PCR Kit (1 ml)	1 ml 4x QIAcuity UCP Probe Mastermix, 2 x 1.9 ml UCP Water	250121	26,500円
QIAcuity UCP Probe PCR Kit (5 ml)	5 x 1 ml 4x QIAcuity UCP Probe Mastermix, 8 x 1.9 ml UCP water	250122	123,000円

記載の QIAGEN 製品は研究用です。疾病の診断、治療または予防の目的に使用することはできません。最新のライセンス情報および製品ごとの免責事項に関しては、ウェブサイト www.qiagen.com の “Trademarks and Disclaimers” をご覧ください。QIAGEN キットの Handbook および User Manual は www.qiagen.com から入手可能です。

Trademarks: QIAGEN®, Sample to Insight®, QIAcuity®, (QIAGEN Group). 本文に記載の会社名および商品名は、各社の商標または登録商標です。製品情報、仕様、カタログ番号 (Cat. no.)、価格等は予告なく変更する場合がございます。予めご了承ください。

2302938 10/2022 © 2022 QIAGEN, all rights reserved.

株式会社 キアゲン | 〒104-0054 | 東京都中央区勝どき3-13-1 | Forefront Tower II
Tel:03-6890-7300 | Fax:03-5547-0818 | E-mail:techservice-jp@qiagen.com | www.qiagen.com/jp

販売店使用欄