

# EpiScope® Methylated HeLa gDNA

**Code No. 3520**                      **Size:**                      **15 µg**  
**Conc.:**                      **100 ng/µl**

\* 2 years from date of receipt under proper storage conditions.

## Description :

Analysis of DNA methylation is one of the regions of epigenetics research, where more attention is recently attracted. It has been known that some cytosines at CpG sequences of mammalian genomic DNA are methylated. Some CpG islands in promoter region of a gene are especially analyzed about its DNA methylation, because methylation of the promoter region may control transcriptional activity of the gene. There are various methods of DNA methylation analysis, such as Bisulfite sequence, etc. EpiScope Methylated HeLa gDNA is genomic DNA, which was purified from human HeLa cells, highly methylated using CpG methylase. It can be used as positive control in various experiments of DNA methylation analysis.

**Form :**    10 mM    Tris-HCl, pH 8.0  
              1 mM    EDTA

**Storage :**                      -20°C

## Source and preparation :

EpiScope Methylated HeLa gDNA is enzymatically methylated HeLa-derived genomic DNA with CpG Methylase (M. Sss I) and purified by phenol/chloroform extraction and ethanol precipitation.

## Quality Control Data :

Please see the Certificate of Analysis (CoA) for each lot. You can download the CoA on Takara Bio website.

## Applications :

Used as a positive control DNA for Bisulfite sequence, Combined Bisulfite Restriction Analysis (COBRA), Methylated CpG Island Recovery Assay (MIRA), and other DNA methylation analysis methods.

EpiScope is a registered trademark of Takara Bio Inc.

## Note

This product is for research use only. It is not intended for use in therapeutic or diagnostic procedures for humans or animals. Also, do not use this product as food, cosmetic, or household item, etc. Takara products may not be resold or transferred, modified for resale or transfer, or used to manufacture commercial products without written approval from Takara Bio Inc. If you require licenses for other use, please contact us by phone at +81 77 565 6972 or from our website at [www.takarabio.com](http://www.takarabio.com). Your use of this product is also subject to compliance with any applicable licensing requirements described on the product web page. It is your responsibility to review, understand and adhere to any restrictions imposed by such statements. All trademarks are the property of their respective owners. Certain trademarks may not be registered in all jurisdictions.

# EpiScope® Methylated HeLa gDNA

Code No. 3520      容量：      15  $\mu$ g  
濃度：      100 ng/ $\mu$ l

※ 適切に保存し、受取り後 2 年を目途にご使用ください。

## ● 製品説明

DNA メチル化の解析は、近年注目を集めるエピジェネティクス解析の一領域であり、動物では CpG 配列のシトシンがメチル化されることが知られている。特に遺伝子プロモーター領域の CpG アイランドは、そのメチル化状態が遺伝子発現制御に関与している場合があり、主要な解析対象領域となっている。解析にはバイサルファイトシーケンスなど様々な手法が用いられている。

EpiScope Methylated HeLa gDNA は、HeLa 細胞由来のゲノム DNA を CpG methylase を用いて高度にメチル化したものである。さまざまな DNA メチル化解析において、ポジティブコントロールとして使用することができる。

● 形状      10 mM    Tris-HCl (pH8.0)  
                  1 mM    EDTA

● 保存                    - 20°C

## ● 起源および調製法

ヒト HeLa 細胞から抽出・精製されたゲノム DNA を CpG methylase (M. Sss I) でメチル化し、フェノール/クロロホルム抽出およびエタノール沈殿により精製したものである。

## ● 品質管理データ

性能試験結果については、各ロットの Certificate of Analysis (CoA) をご覧ください。CoA はタカラバイオウェブサイトからダウンロードできます。

## ● 用途

以下に示すような各種メチル化 DNA 解析手法のポジティブコントロールとして使用する。

- ・バイサルファイトシーケンス
- ・ Combined Bisulfite Restriction Analysis (COBRA)
- ・ Methylated CpG Island Recovery Assay (MIRA) など

## ● 注意

本製品は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。

ライセンスに関する情報は弊社ウェブカタログをご覧ください。

本データシートに記載されている会社名および商品名などは、各社の商号、または登録済みもしくは未登録の商標であり、これらは各所有者に帰属します。

v202109Da