

# pHSG299 DNA

Code No. 3299

Size: 25  $\mu$ g

Conc.: 0.5  $\mu$ g/ $\mu$ l

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

## Description :

pHSG299 is a pUC type of cloning vector plasmid possessing kanamycin resistancy as selection marker and contains the consensus multicloning site as same as pUC19 (though *Hind* III and *Sma* I sites are not available). Using this vector, it is possible to transfer a DNA fragment from pUC18 to pUC19 without the preparation of DNA fragment.

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

**Storage :** -20°C

**Base pairs :** 2,673 bp

**Preparation :** Purification of cccDNA by CsCl-EtBr ultracentrifugation

## Quality Control Data :

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

## Usage :

1. Cloning of a target gene and its expression using *lac* promoter.
2. DNA sequencing by using M13 primers.
3. Determination of long DNA sequences using Deletion Kit for Kilo-Sequencing (Cat. #6030).

## Reference :

Takeshita S, Sato M, Toba M, Masahashi W, and Hashimoto-Gotoh T. *Gene*. (1987) **61**: 63-74.

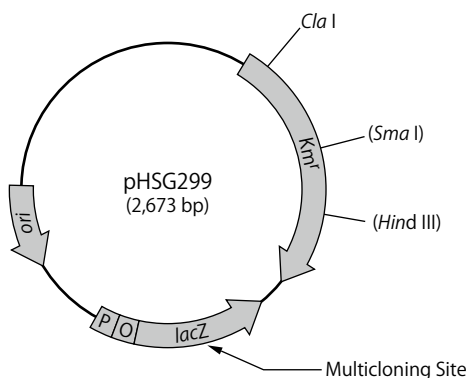
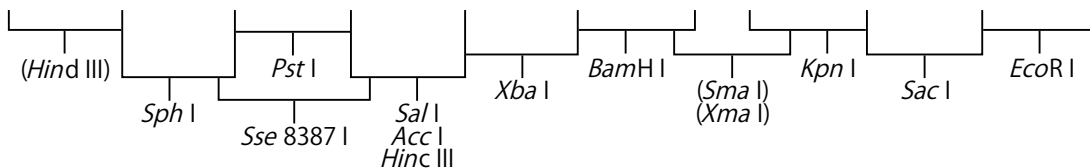
## GenBank :

Accession No.: M19415

The sequence of this product is different at the following positions from the sequence of pHSG299 registered with GenBank.

1663 C → deletion, 1808 C → T, 2228-2229 AT → TA, 2474 G → A, 2667-2668 GA → deletion

5' - GCCAAGCTTGCATGCCTGCAGGTCGACTCTAGAGGATCCCCGGGTACCGAGCTCGAATTC - 3'



## 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.

# pHSG299 DNA

Code No. 3299

容量： 25  $\mu$ g

濃度： 0.5  $\mu$ g/ $\mu$ 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

pHSG299は、カナマイシン耐性遺伝子を選択マーカーとして持つpUCタイプのプラスミドベクターでpUC19遺伝子と同じマルチクローニングサイトを持っている。(ただし、*Hind* III サイトと *Sma* I サイトは利用できない。)

また、pUC18からpUC19へDNA断片をうつしかえる場合、その断片を調製することなどが必要であるが、このベクターとの併用により、それらの手間を省くことができる。

- 形状 10 mM Tris-HCl (pH8.0)  
1 mM EDTA
- 保存 - 20°C
- 鎖長 2,673 bp
- 調製 CsCl-EtBr 超遠心により cccDNA を精製

## ●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

- ・外来遺伝子の  $\alpha$ -相補性を利用したクローニングと *lac* プロモーターを用いた遺伝子発現
- ・M13 Primer を用いた DNA シーケンシング
- ・Kilo-Sequence 用 Deletion Kit (製品コード 6030) を用いたキロシーケンス

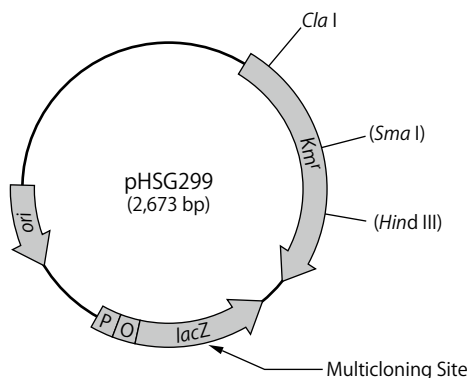
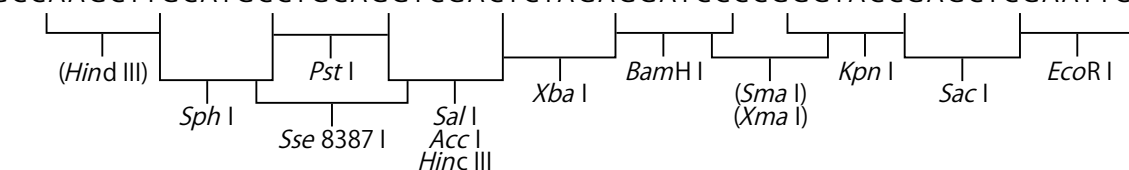
## ●参考文献

Takeshita S, Sato M, Toba M, Masahashi W, and Hashimoto-Gotoh T. *Gene*. (1987) **61**: 63-74.

## ●GenBank への登録：Accession No.: M19415

本製品は GenBank に登録されている pHSG299 の配列とは、以下の配列が異なっている。  
1663 C → 欠損、1808 C → T、2228-2229 AT → TA、2474 G → A、2667-2668 GA → 欠損

5' - GCCAAGCTTGCATGCCTGCAGGTCGACTCTAGAGGATCCCCGGGTACCGAGCTCGAATTC - 3'



## ●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