

pHSG396 DNA

Code No. 3396

Size: 25 μ g

Conc.: 0.5 μ g/ μ l

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

Description:

pHSG396 is a pUC type of cloning vector plasmid possessing chloramphenicol resistant gene as a selection marker. This DNA is suitable for DNA sequencing by dideoxy method. Since it has multi-cloning site on *lacZ* region, any DNA insertion into this vector can be easily verified using plates containing IPTG and X-Gal. Moreover, expression of the cloned DNA can be performed by using of *lac* promoter. M13 primers are available for DNA sequencing.

Using Deletion Kit for Kilo-Sequencing (Cat. #6030), DNA sequencing of the cloned DNA with kilo-bases can also be performed.

Multicloning site of pHSG396 is partially modified from that of pUC19.

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

Storage: -20°C

Preparation: cccDNA was purified by CsCl-EtBr ultracentrifugation

Base pairs: 2,239 bp

Quality Control Data :

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

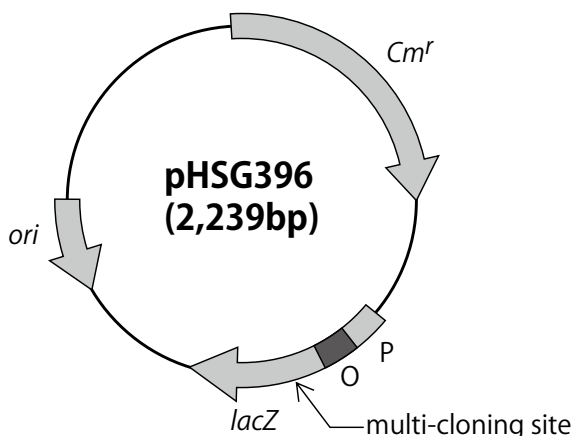
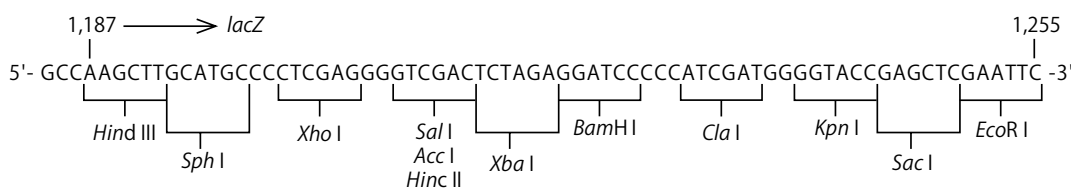
Usage:

- Cloning of a target gene and its expression using *lac* promoter
- DNA sequencing by using M13 primers
- 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.

Multicloning site of pHSG396:



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.

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.

pHSG396 DNA

Code No. 3396

容量： 25 μ g

濃度： 0.5 μ g/ μ 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

pHSG396 はクロラムフェニコール耐性遺伝子を選択マーカーとして持つ pUC タイプのクローニングベクタープラスミドである。dideoxy 法による DNA シーケンシングに適している。lacZ 領域にマルチクローニングサイトを有しており、IPTG と X-Gal を含むプレートで、外来 DNA の挿入の有無を容易に判別できる。さらに、lac プロモーターを利用した外来遺伝子の発現も可能である。

DNA シーケンシングには、M13 Primers を利用するのが便利である。また、Kilo-Sequence 用 Deletion Kit (製品コード 6030) を用いて、キロシーケンシングすることも可能である。

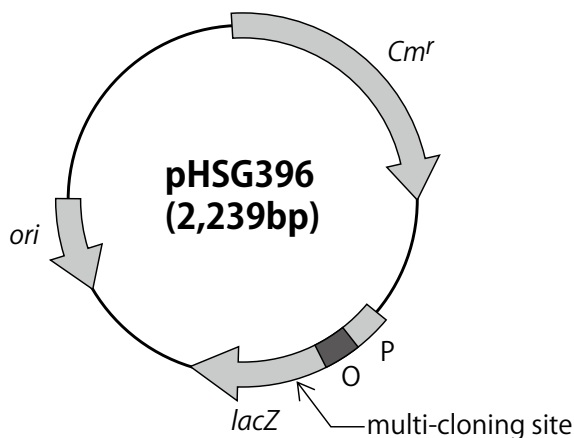
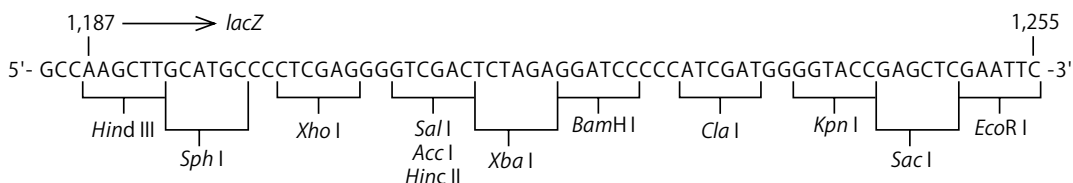
pHSG396 のマルチ クローニングサイトは pUC19 のマルチクローニングサイトを一部改変したものである。

● 形状

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

● 保存 - 20°C

● pHSG396 DNA のマルチクローニングサイト



● 調製 CsCl-EtBr 超遠心により cccDNA を精製

● 鎖長 2,239 bp

● 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 α - 相補性を利用したクローニング
- ・ M13 Primers 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シング
- ・ lac プロモーターを利用した遺伝子発現

● 参考文献

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

● 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。