

pUC 19 DNA

Code No. 3219

Size: 25 μ g

Conc.: 0.5 μ g/ μ l

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

Description:

This DNA is a plasmid vector suitable for DNA sequencing by dideoxy method. It may allow successful cloning of DNA fragment longer than the case of M13 phage vector used. Since it has multi-cloning sites 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 Kilo-Sequence Deletion kit (Cat. #6030), DNA sequencing of the cloned DNA with kilo-bases can also be performed.

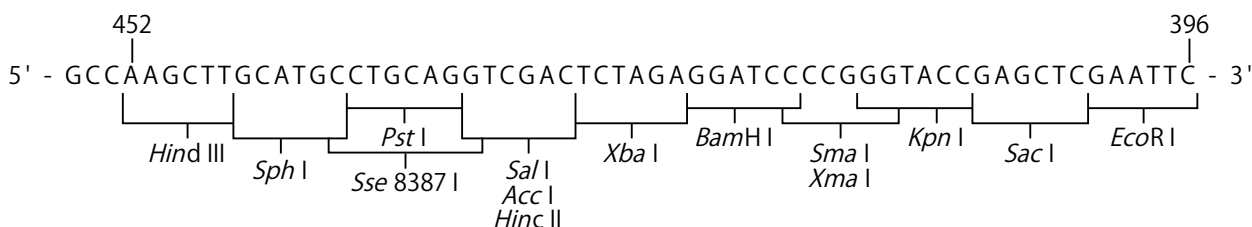
Form: 10 mM Tris-HCl, pH 8.0
1 mM EDTA

Storage: -20°C

Preparation: Purification of cccDNA by CsCl-EtBr ultracentrifugation

Chain length: 2,686 bp

Cloning site of pUC19 :



Quality Control Data :

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

Usage :

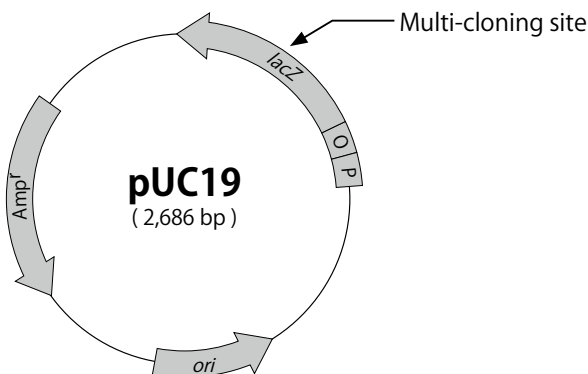
- Cloning of a target gene and its expression using *lac* promoter.
- DNA sequencing by using M13 primers.
- Determination of long DNA sequences using Deletion Kit for Kilo-Sequencing (Cat.#6030).

Reference :

- 1) Yanisch-Perron C, Vieira J, and Messing J. *Gene*. (1985) **33**: 103-119.
- 2) Messing J. *Methods in Enzymology*. (1983) **101**: 20-78.

GenBank :

Entry Name : SYNPU19CV
Accession No : L09137



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.

pUC 19 DNA

Code No. 3219

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

pUC19 は、dideoxy 法による DNA シーケンシングに適したプラスミドベクターで、M13 ファージベクターに比べて大きな DNA 断片をクローニングすることができる。*lacZ* 領域にマルチクローニングサイトを持っており、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できる。

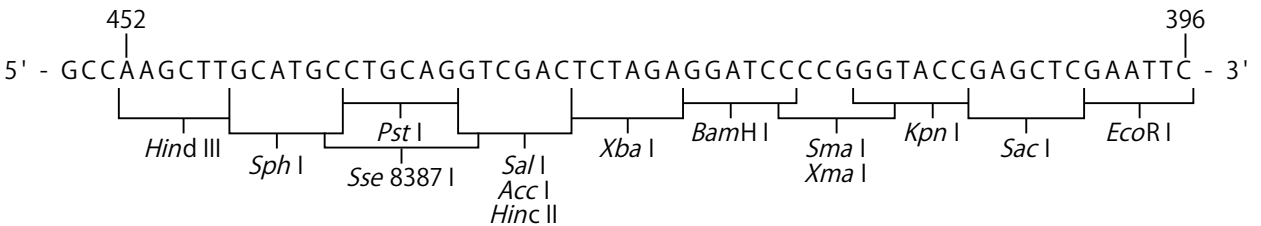
●形状 10 mM Tris-HCl (pH8.0)
1 mM EDTA

●保存 - 20℃

●調製 CsCl-EtBr 超遠心法により cccDNA を精製

●鎖長 2,686 bp

●pUC 19 クローニングサイト図



●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と *lac* プロモーターを利用した遺伝子発現
- ・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

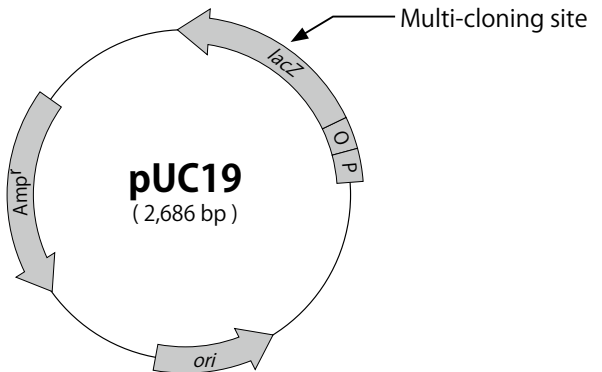
●参考文献

- 1) Yanisch-Perron C, Vieira J, and Messing J. *Gene*. (1985) **33**: 103-119.
- 2) Messing J. *Methods in Enzymology*. (1983) **101**: 20-78.

●GenBank への登録

Entry Name : SYNPU19CV

Accession No : L09137



●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