

pAUR316 DNA

Code No. 3605

Size: 20 µg

Conc.: 0.5 µg/µl

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

Description:

pAUR316 is an *E. coli* - *Aspergillus* shuttle vector which can replicate autonomously in *A. nidulans*. This vector has Aureobasidin A (AbA) resistant gene, *aurA*^r, derived from *A. nidulans* as a selective marker, AMA1 region of *A. nidulans* as a replication origin in *Aspergillus* cells, and ampicillin resistant gene, *Amp*^r, as a selective marker in *E. coli*. The restriction endonuclease sites of *Bam*HI, *Aor*51HI, *Afl*II, *Bgl*II, and *Sse*8387I can be used as a cloning site.

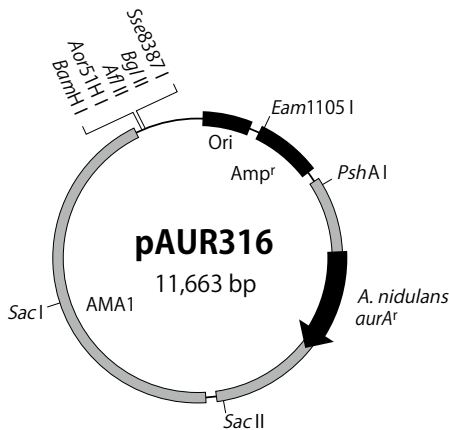
Form: 10 mM Tris-HCl, pH 8.0
1 mM EDTA

Storage: -20°C

Preparation: cccDNA was purified by CsCl-EtBr ultracentrifugation.

Base pairs: 11,663 bp

Vector map of pAUR316:



aurA^r: AbA - resistant gene in *A. nidulans*
AMA1: Replication oregon in *A. nidulans*
Amp^r: Selective marker in *E. coli*
Ori: Replication origin in *E. coli*

Quality Control Data :

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

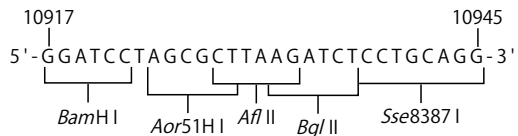
Application:

This is a vector for transformation using antibiotic AbA of *Aspergillus* species which has the AbA-sensitivity, such as *A. nidulans*. It is maintained as a plasmid in *Aspergillus* cells.

References:

- 1) Takesako K, Kuroda H, Inoue T, Haruna F, Yoshikawa Y, Kato I, Uchida K, Hiratani T, and Yamaguchi H. *J Antibiot.* (1993) **46**: 1414-1420.
- 2) Kuroda M, Hashida-Okado T, Yasumoto R, Gomi K, Kato I, and Takesako K. *Mol Gen Genet.* (1999) **261**: 290-296.

Cloning site of pAUR316:



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.

pAUR316 DNA

Code No. 3605

容量： 20 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

pAUR316 は、*Aspergillus nidulans* 内でプラスミド状態で維持できるアスペルギルス属用シャトルベクターである。大腸菌での選択マーカーとしてアンピシリン耐性遺伝子 *Amp^r* を、また、*A. nidulans* での選択マーカーとしてオーレオバシジン A (AbA) 耐性遺伝子 *aurA^r* を持ち、自律複製のための AMA1 配列を含んでいる。クローニングサイトとして、*Bam*H I、*Aor*51H I、*Afl* II、*Bgl* II、*Sse*8387 I の 5 種類の制限酵素切断部位が使用できる。

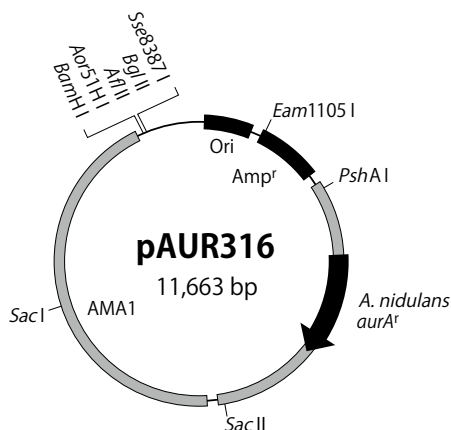
●形状 10 mM Tris-HCl, pH8.0
1 mM EDTA

●保存 - 20°C

●調製 CsCl-EtBr 超遠心により cccDNA を精製

●鎖長 11,663 bp

●pAUR316 DNA のベクターマップ



aurA^r: *A. nidulans* の AbA 耐性遺伝子

AMA1: *A. nidulans* の複製起点

Amp^r: *E. coli* での選択マーカー

Ori: *E. coli* の複製起点

●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

抗生物質 Aureobasidin A を利用したアスペルギルスの形質転換のためのベクター。本ベクターはアスペルギルス内でプラスミド状態で維持される。

●参考文献

- 1) Takesako K, Kuroda H, Inoue T, Haruna F, Yoshikawa Y, Kato I, Uchida K, Hiratani T, and Yamaguchi H. *J Antibiot.* (1993) **46**: 1414-1420.
- 2) Kuroda M, Hashida-Okado T, Yasumoto R, Gomi K, Kato I, and Takesako K. *Mol Gen Genet.* (1999) **261**: 290-296.

●pAUR316 のクローニングサイト図



●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

タカラバイオ株式会社

ウェブサイト <https://www.takara-bio.co.jp>

製品についての技術的なお問い合わせ先

テクニカルサポートライン

Tel 077-565-6999

Fax 077-565-6995