

pAUR112 DNA

Code No. 3601

Size: 20 μ g

Conc.: 1 μ g/ μ l

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

Description:

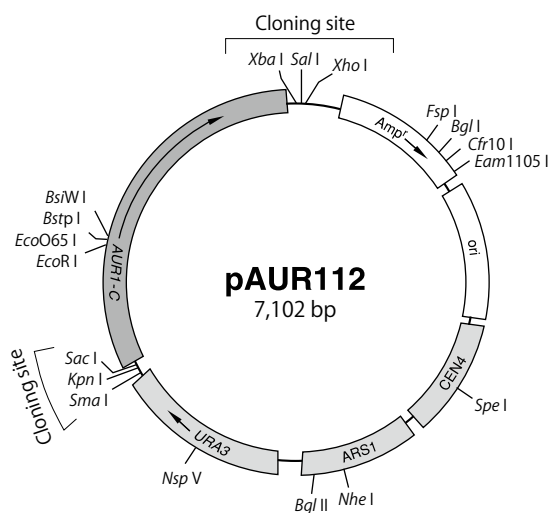
pAUR112 is a shuttle vector including CEN/ARS which can replicate autonomously in yeast cells, therefore it is stable in cell division. The vector contains ampicillin resistant gene (*Amp^r*), and also contains *URA3* gene and mutant *AUR1-C* gene derived from *S. cerevisiae* that confers Aureobasidin A (AbA)-resistance on yeast cells. The restriction endonuclease sites of *Xho*I, *Sal*I, *Xba*I, *Sma*I, *Sac*I, and *Kpn*I can be used as a cloning site.

GenBank: Accession No. AB012283

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

Storage: -20°C

Vector map of pAUR112:



AUR1-C: AbA-resistant gene in *S. cerevisiae*
URA3: Uracil selective marker in *S. cerevisiae*
ARS: Replication origin in *S. cerevisiae*
CEN: Centromere in *S. cerevisiae*
Amp^r: Selective marker in *E. coli*
Ori: Replication origin in *E. coli*

Preparation: cccDNA was purified by CsCl-EtBr ultracentrifugation.

Base pairs: 7,102 bp

Quality Control Data:

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

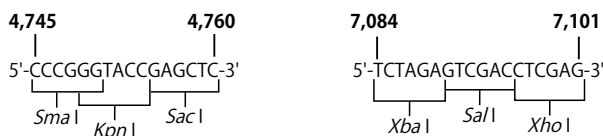
Usage:

This is a vector for transformation of yeast *S. cerevisiae* using antibiotic Aureobasidin A. It is maintained as a plasmid in yeast.

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) Hashida-Okado T, Ogawa A, Endo M, Yasumoto R, Takesako K, and Kato I. *FASEB J.* (1995) **9**: A1371.

Cloning site of pAUR112:



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.

pAUR112 DNA

Code No. 3601

容量： 20 μ g

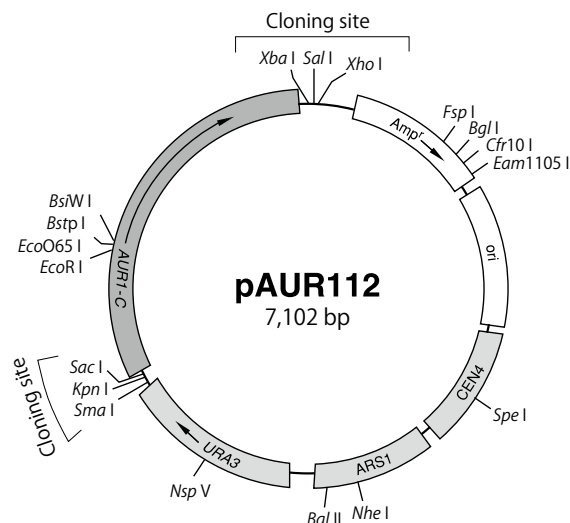
濃度： 1 μ g/ μ l

※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

pAUR112は、*Saccharomyces cerevisiae* 内でプラスミド状態で安定に維持できる酵母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、*S. cerevisiae* での選択マーカーとして Aureobasidin A (AbA) 耐性遺伝子 *AUR1-C* と *URA3* を持ち、安定的な自律複製のための CEN/ARS 配列を含んでいる。クローニングサイトとして、*Xho*I、*Sal*I、*Xba*I、*Sma*I、*Sac*I、*Kpn*I の6種類の制限酵素切断部位が使用できる。

●pAUR112 DNA のベクターマップ



AUR1-C: *S. cerevisiae* の Aureobasidin A (AbA) 耐性遺伝子
URA3: *S. cerevisiae* のウラシル選択マーカー
ARS: *S. cerevisiae* の複製起点
CEN: *S. cerevisiae* のセントロメア
 Amp^r : *E. coli* での選択マーカー
Ori: *E. coli* の複製起点

● GenBank への登録 Accession No. AB012283

● 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 7,102 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。

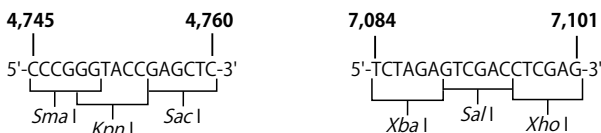
●用途

抗生物質 Aureobasidin A を利用した酵母の形質転換のためのベクター。本ベクターは酵母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) Hashida-Okado T, Ogawa A, Endo M, Yasumoto R, Takesako K, and Kato I. *FASEB J.* (1995) **9**: A1371.

●pAUR112 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・譲渡のための変更、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