



VINEO™ *Brettanomyces*Test

L'excellence de la PCR au service de l'œnologie

- Spécifique : cible la levure d'altération *Brettanomyces bruxellensis*
- Sécurité : maîtrise du risque lié à la production des éthyphénols
- Rapidité : résultats en moins de 4 heures
- Suivi : tout au long de l'élaboration des vins, à partir des moûts en fermentation en passant par le vin en élevage jusqu'à l'embouteillage
- Facile : créé de façon à s'adapter aux besoins des laboratoires d'analyse en œnologie
- Quantitatif : permet de quantifier le risque *Brettanomyces bruxellensis*

Pour plus d'informations : www.foodscience.bio-rad.com



VINEO™ *Brettanomyces*test PCR Kit



VINEO™ Extract DNA Kit

BIO-RAD

Détection et quantification du *Brettanomyces bruxellensis*

Brettanomyces bruxellensis est une levure responsable de la présence des 4-ethyl Phénol et 4-ethyl Guaiacol dans le vin. Ces composés phénoliques responsables d'un fort goût et d'une forte odeur impliquent des pertes économiques importantes et peuvent altérer le vin tout au long de son élaboration. Cette altération est de plus en plus fréquente.

La détection **rapide, spécifique et précoce** de cette levure dans le processus d'élaboration des vins permet à l'œnologue et au producteur de prendre des mesures de prévention et de l'éliminer avant l'apparition du caractère phénolé, caractéristique de l'altération par cette levure. Face à la méthode microbiologique traditionnelle, et aux méthodes non spécifiques, la biologie moléculaire (PCR) apporte des solutions de détection de hauts niveaux de rapidité, de sensibilité et de spécificité. VINEO™ *Brettanomyces* PCR Kit (cat # 354-8101) est un test quantitatif permettant la détection spécifique de *Brettanomyces bruxellensis* dans les vins et les moûts en fermentation par la technique de PCR en temps réel. La mise en œuvre de ce test permet l'obtention d'un résultat quantitatif 3 heures après l'extraction d'ADN, en utilisant VINEO™ Extract DNA Kit (cat # 354-8100). Le logiciel d'analyse adapté à ce test, CFX Manager™ Industrial Diagnostic Edition, permet, par une analyse automatique et quantitative, de mesurer le risque *Brettanomyces bruxellensis* dans l'échantillon de vin analysé en UFC.m⁻¹ (Unité Formant Colonie). Une interprétation du niveau de risque est ainsi proposée à l'utilisateur :

- Négatif
- Population faible, risque maîtrisé
- Population critique à surveiller
- Population très élevée, risque de production de Phénols volatils

Principaux avantages

- Une extraction d'ADN commune pour « Brett » et « Zygo » : VINEO™ Extract DNA Kit
- Spécificité et sensibilité de la PCR en temps réel
- Résultat 2 heures après l'extraction d'ADN
- Analyse automatique et qualitative : CFX Manager IDE
- Analyse PCR simultanée possible de « Brett » et « Zygo »
- Kits faciles d'utilisation et prêts à l'emploi

Pour commander

Référence Désignation

VINEO™ Extract DNA Kit

354-8100 96 tests

VINEO™ *Brettanomyces* PCR Kit

354-8101 96 tests

Équipements et consommables

Instruments

359-4990 Système de détection par PCR en temps réel Industrial Diagnostic CFX96™ Deepwell, 96 puits (360-0037 pour Amérique du nord))
 359-3995 Système de détection par PCR en temps réel Industrial Diagnostic MiniOpticon™, 48 puits
 359-3893 CFX Manager™ Software Industrial Diagnostic Edition

Protocole

Prélèvement de l'échantillon

- Moûts en fermentation
- Vin en élevage
- Vin à l'embouteillage

Extraction ADN

VINEO™ Extract DNA Kit

Amplification ADN par PCR temps réel

VINEO™ *Brettanomyces* PCR Kit

Analyse et interprétation

CFX™ Manager Software IDE

Résultats en moins de 4 h

Deux protocoles d'extraction de l'ADN sont proposés :

Prise d'essai	1,8 mL	45 mL
Intérêt	Quantification de <i>Brettanomyces bruxellensis</i>	Vérification de l'absence de <i>Brettanomyces bruxellensis</i>
Vin en fermentation	✓	
Vin en élevage, en maturation	✓	
Vin prêt à l'embouteillage	✓	✓
Vin embouteillé	✓	✓

La possibilité de mesurer précisément la quantité de « Brett » représente une aide fiable pour vous accompagner dans la prise de décision tout au long de l'élaboration d'un vin.

Référence Désignation

Consommables

MLL-9651¹⁻² Plateaux de plaques PCR « low-profile » 96 puits, blanches, x 25
 MLL-4851¹⁻² Plateaux de plaques PCR « low-profile » 48 puits, blanches, x 50
 TLS-0851¹⁻² Barrettes de 8 tubes 0,2 ml « low-profile » sans bouchon, blancs, x 120
 TCS-0803¹⁻² Barrettes de 8 bouchons optiques plats, pour tubes et plaques de 0,2 ml, ultra transparents, x 120

(1) Pour des articles commandés en Amérique du Nord, les # de catalogue suivants s'appliquent : MLL-4851XTU, TLS-0851XTU, TCS-0803XTU, MLL-9651XTU

(2) Pour des articles commandés en Europe, les # de catalogue suivants s'appliquent : 35MLL4851, 35TLS0851, 35TCS0803, 35HSP-9651

BIO-RAD

**Bio-Rad
Laboratories, Inc.**

Life Science
Group

Web site www.bio-rad.com USA 800 424 6723 Australia 61 2 9914 2800 Austria 01 877 89 01 Belgium 09 385 55 11 Brazil 55 31 3689 6600
 Canada 905 364 3435 China 86 21 6169 8500 Czech Republic 420 241 430 532 Denmark 44 52 10 00 Finland 09 804 22 00
 France 01 47 95 69 65 Germany 089 31 884 0 Greece 30 210 777 4396 Hong Kong 852 2789 3300 Hungary 36 1 459 6100 India 91 124 4029300
 Israel 03 963 6050 Italy 39 02 216091 Japan 03 6361 7000 Korea 82 2 3473 4460 Malaysia 60 3 2117 5260 Mexico 52 555 488 7670
 The Netherlands 0318 540666 New Zealand 64 9 415 2280 Norway 23 38 41 30 Poland 48 22 331 99 99 Portugal 351 21 472 7700
 Russia 7 495 721 14 04 Singapore 65 6415 3170 South Africa 27 861 246 723 Spain 34 91 590 5200 Sweden 08 555 12700
 Switzerland 061 717 95 55 Taiwan 886 2 2578 7189 Thailand 66 2 6518311 United Kingdom 020 8328 2000