

VINEO™ Unstable Proteins 354-8121

Préparation du matériel



- Préparer le nombre de bandelettes et de chambres d'incubation nécessaires
- Préparer la solution R2 à la concentration 1X (40 ml au 1X nécessaires par bandelette)
- Placer les solutions à température ambiante 15 min avant les manipulations

Préparation des échantillons



Contrôle direct sur le vin de la présence de protéines instables

- Pas de traitement du vin

Contrôle sur vin traité avec une gamme de bentonite

- Réaliser une gamme de concentration de bentonite dans 2 ml ou 4 ml de vin (cf. annexe 1 notice)
- Homogénéiser par retournement (5 à 6 fois)
- Laisser sédimenter 1 nuit

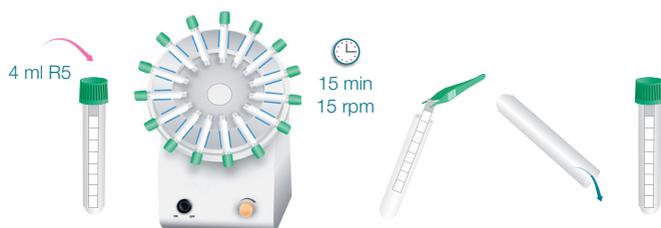
Dépôt des échantillons



- 5 µl sur les zones de dépôt de 1 à 6

- 5 µl de vin non traité sur la zone de dépôt 1
- 5 µl de vin traité avec chaque point de la gamme de bentonite sur les zones de dépôt de 2 à 6

Saturation



- Dépôt de 5 µl de R4 sur la zone de dépôt T+
- Dépôt de 5 µl de R3 sur la zone de dépôt T-
- Laisser sécher 10 min à l'air libre

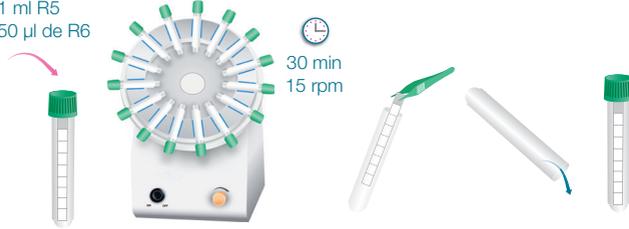
- Placer la bandelette dans une chambre d'incubation
- Ajouter 4 ml de solution R5
- Agiter 15 min à 15 rpm
- Sortir la bandelette à l'aide de la pince
- Vider la chambre d'incubation
- Remettre la bandelette dans la même chambre d'incubation

La lecture de cette fiche ne peut se substituer à la lecture de la notice.

Immuno-détection des protéines instables

1 - Détection primaire

3 ml R2
1 ml R5
50 µl de R6



- Ajouter dans la chambre d'incubation :
 - 3 ml de solution R2 à 1X
 - 1 ml de R5
 - 50 µl de R6
- Agiter 30 min à 15 rpm
- Sortir la bandelette à l'aide de la pince
- Vider la chambre d'incubation
- Remettre la bandelette dans la même chambre d'incubation

2 - Lavages*



Lavage 1 :

- Ajouter 4 ml de solution R2 à 1X
- Rincer 10 sec par retournements successifs
- Sortir la bandelette à l'aide de la pince
- Vider la chambre d'incubation
- Remettre la bandelette dans la même chambre d'incubation

Lavage 2 (à réaliser 2x) :

- Ajouter 4 ml de solution R2 à 1X
- Agiter 5 min à 15 rpm
- Sortir la bandelette à l'aide de la pince
- Vider la chambre d'incubation
- Remettre la bandelette dans la même chambre d'incubation

3 - Détection secondaire

3 ml R2
1 ml R5
50 µL de R7



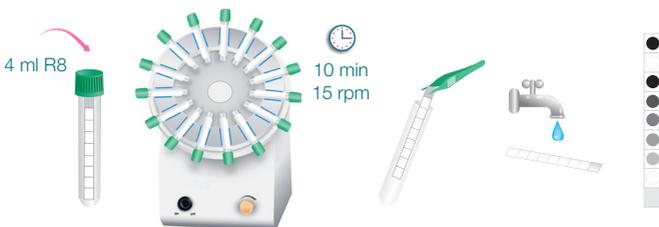
- Ajouter dans la chambre d'incubation :
 - 3 ml de solution R2 à 1X
 - 1 ml de R5
 - 50 µl de R7
- Agiter 30 min à 15 rpm
- Sortir la bandelette à l'aide de la pince
- Vider la chambre d'incubation
- Remettre la bandelette dans la même chambre d'incubation

4 - Lavages



* Répéter l'étape : 2 - Lavages

Révélation



- Ajouter 4 ml de solution R8
- Agiter 10 min à 15 rpm
- Sortir la bandelette à l'aide de la pince
- Rincer la bandelette à l'eau
- Laisser sécher sur une feuille de papier absorbant
- Lecture et interprétation des résultats

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