

Русский

B007321 09.13

**МОНОКЛОНАЛЬНЫЕ****Определение Jk<sup>a</sup> (JK1) и Jk<sup>b</sup> (JK2) антигенов****Идентификационный номер: Jk<sup>a</sup>: 50270 и Jk<sup>b</sup>: 50280****ВВЕДЕНИЕ**

Система Кидд (ISBT номер 009) состоит из 3 антигенов Jk<sup>a</sup> (JK1), Jk<sup>b</sup> (JK2) и Jk3 (JK3).

Согласно Mollison [1], частота встречаемости фенотипов антигенных антигенов Кидд Jk<sup>a</sup> и Jk<sup>b</sup> в европейской популяции следующие:

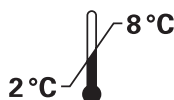
Фенотип	Частота
Jk (a+b-) . . . . .	26%
Jk (a+b+) . . . . .	50%
Jk (a-b+) . . . . .	24%
Jk (a-b-) . . . . .	чрезвычайно редкий

Антитела системы Кидд часто связывают с серьезными гемолитическими посттрансфузионными реакциями (HTRs), особенно с отдаленными реакциями. Следовательно, в случае, когда антитела были ранее обнаружены (или подозреваются), очень важно переливать кровь, совместимую по системе Кидд.

ID-Cards "DiaClon Anti-Jk<sup>a</sup>" и "DiaClon Anti-Jk<sup>b</sup>" могут быть использованы для определения фенотипа Кидд крови донора до постановки пробы на совместимость, для подтверждения Кидд фенотипа после идентификации антител, или для типирования антигенов отец/плод при аллоиммунизированной беременности.

**РЕАГЕНТЫ**

- ID-Card "DiaClon Anti-Jk<sup>a</sup>" содержит 6 микропробирок с моноклональными анти-Jk<sup>a</sup> антителами (клеточная линия MS-15) в гелевом матриксе.  
Консервант: < 0,1% NaN<sub>3</sub>.
- ID-Card "DiaClon Anti-Jk<sup>b</sup>" содержит 6 микропробирок с моноклональными анти-Jk<sup>b</sup> антителами (клеточная линия MS-8) в гелевом матриксе.  
Консервант: < 0,1% NaN<sub>3</sub>.



Стабильность: см. срок годности на упаковке

**НЕОБХОДИМЫЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РЕАГЕНТЫ**

- ID-Diluent 1: модифицированный раствор бромелина для приготовления суспензии эритроцитов.

(Ознакомьтесь с соответствующими инструкциями в каждой упаковке)

**НЕОБХОДИМОЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ**

- ID-Dispenser
- ID-Pipetor
- Наконечники для ID-Pipetor
- Пробирки для приготовления суспензии эритроцитов
- ID-Working Table
- ID-Centrifuge 6, 12 или 24 карты

**ОБРАЗЕЦ ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЯ**

Для получения оптимальных результатов, определение следует выполнять, используя или только что взятые образцы крови, или заготовленные в соответствии с принятыми в лаборатории стандартными процедурами. Предпочтительно, чтобы образцы крови были взяты в пробирки с антикоагулянтом цитрат, ЭДТА или ЦФДА. Можно также использовать образцы, взятые в пробирки без антикоагулянта.

**ПРИГОТОВЛЕНИЕ ОБРАЗЦА КРОВИ**

Приготовьте 5% суспензию эритроцитов в ID-Diluent 1 следующим образом:  
Перед использованием раствор ID-Diluent 1 должен достичь комнатной температуры.

- Внесите 0,5 мл ID-Diluent 1 в чистую пробирку.
- Добавьте 50 мкл цельной крови или 25 мкл эритроцитарной массы, осторожно перемешайте.
- Инкубируйте в течение 10 минут при комнатной температуре (18-25 °C).

Использовать в течение 15 минут после инкубации.

**КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА**

Необходимо включать в постановку известные положительные и отрицательные контрольные образцы согласно соответствующим руководствам контроля качества лабораторных исследований.

**ПРОЦЕДУРА ИССЛЕДОВАНИЯ**

Не используйте ID-Card с признаками высыхания геля, наличия пузырьков воздуха в геле, повреждения фольги, наличия капель геля или супернатанта в верхней части микропробирки или на обратной стороне фольги.  
Перед использованием ID-Cards должны достичь комнатной температуры.

- Промаркируйте соответствующие микропробирки ID-Card "DiaClon Anti-Jk<sup>a</sup>" и/или "DiaClon Anti-Jk<sup>b</sup>" индивидуальным номером пациента или его фамилией.
- Удалите алюминиевую фольгу с тех микропробирок, которые будут использоваться в работе. Карта должна быть при этом строго в вертикальном положении.
- Внесите по 10 или 12,5 мкл суспензии эритроцитов в соответствующие микропробирки.
- Центрифугируйте ID-Card в течение 10 минут в ID-Centrifuge.
- Оцените и запишите результат.

**ИНТЕРПРЕТАЦИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ****А) Принцип [2]**

Положительный результат: агглютинировавшие клетки образовали тонкую красную линию на поверхности геля или распределились в толще геля.  
Отрицательный результат: компактный осадок эритроцитов на дне микропробирки.

**В) Применительно к Jk<sup>a</sup> и Jk<sup>b</sup> антигенам**

- Положительная реакция от + до ++++ указывает на наличие соответствующего антигена. Сильная реакция ++++ проявляется очень редко.
- Анти-Jk<sup>a</sup> может сильнее взаимодействовать с Jk(a+b-) по сравнению с Jk (a+b+) эритроцитами (эффект дозы).
- Отрицательная реакция указывает на отсутствие соответствующего антигена.

**ПРИМЕЧАНИЯ**

1. Перед тестированием на наличие антигенов необходимо убедиться, что эритроциты не сенсибилизированы фермент-активными аутоантителами.
2. Повторное центрифугирование не оказывает влияния на характеристики реагента.

**ОГРАНИЧЕНИЯ**

- a) ID-Cards с пузырьками воздуха в геле или каплями на стенках верхней части микропробирки или фольги должны быть центрифугированы перед использованием.
- b) Бактериальные или другие виды загрязнений используемых материалов может привести к ложноположительным или ложноотрицательным результатам.
- c) Фибрин, присутствующий в суспензии эритроцитов, может препятствовать прохождению неагглютинировавших эритроцитов через гель. Визуально это определяется как тонкая розовая полоска на поверхности геля, при этом большая часть эритроцитов после центрифугирования оседает на дно микропробирки.
- d) При проведении исследований необходимо строго следовать процедуре выполнения теста и использовать только рекомендованные фирмой оборудование и методики исследований. Данное оборудование должно регулярно проходить проверки в соответствии с методами Надлежащей лабораторной практики.
- e) Использование буферных растворов, отличных от ID-Diluent 1, может привести к изменению результатов реакции.
- f) Увеличение или уменьшение концентрации суспензии эритроцитов может стать причиной возникновения искаженных результатов.

**ЛИТЕРАТУРА**

1. Mollison, P.L., Engelfriet, C.P. und Contreras, M.: Blood Transfusion in Clinical Medicine, 10th ed. 1997; Blackwell Scientific Publications, Oxford.
2. Lapiere, Y., Rigal, D., Adam, J. et al.: The gel test: A new way to detect red cell antigen-antibody reactions. Transfusion 1990: 109-113.

**ПРОДУКЦИЯ**

ID-Card "DiaClon Anti-Jk<sup>a</sup>" 1 x 12 ..... REF 007321  
ID-Card "DiaClon Anti-Jk<sup>b</sup>" 1 x 12 ..... REF 007331

Данные продукты гарантировано действуют так, как указано на этикетке и в прилагаемой инструкции. Производитель не несет ответственности при использовании или продаже этих продуктов иным образом или в иных целях, чем те, которые описаны в соответствующих инструкциях.