



CATALOGUE PRODUITS 2020



Immuno-analyse
RIA & ELISA



AUTO-IMMUNITÉ

	Séparation Référence	Méthode	Nombre de tubes	Echantillon	Gamme de mesure	Incubation	Durée de vie (mois)
ACHRAB ELISA	Microplaque ACE/96	ELISA	96	Sérum 100 µL	0,5-20 nmol/mL	16-20h 2-8°C + 1h + 1h + 30 min TA Agit	9
AQP4 AB ELISA	Microplaque AQP4/96	ELISA	96	Sérum 50 µL	5-160 U/mL	2h + 20 min TA Agit	9
GADAB ELISA	Microplaque GADAB-ELISA	ELISA	96	Sérum 25 µL	5-2000 U/mL	1+1h TA Agit	12
IA-2 AB ELISA	Microplaque IA2AB-ELISA	ELISA	96	Sérum 50 µL	7,5-4000 U/mL	16-20h + 1h 2-8°C +20 min TA Agit	12
21-OH AB ELISA	Microplaque 21E/96	ELISA	96	Sérum 50 µL	0,3-100 U/mL	16-20h 2-8°C + 1h + 20 min TA Agit	6
2 SCREEN ELISA	Microplaque 2GI/96	ELISA	96	Sérum 50 µL	4-450 U/mL	16-20h 2-8°C + 1h + 20 min TA Agit	12
TGAB ELISA	Microplaque TAE/96/2	ELISA	96	Sérum 50 µL	65-5000 U/mL	15 + 15 min TA Agit	12
TPOAB ELISA	Microplaque PE/96/2	ELISA	96	Sérum 50 µL	10-5000 U/mL	15 + 15 min TA Agit	12
ZNT8 AB ELISA	Microplaque ZnT8/96	ELISA	96	Sérum 25 µL	10-2000 U/mL	16-20h + 1h 2-8°C + 20 min TA Agit	6

ONCOLOGIE

	Séparation Référence	Méthode	Nombre de tubes	Echantillon	Gamme de mesure	Incubation	Durée de vie (mois)
CHROMOA	Microplaque CGA-ELISA	ELISA	96	Sérum/Plasma 20 µL	7-820 ng/mL	2+2h TA Agit	20

AUTRES PRODUITS

	Séparation Référence	Méthode	Nombre de tubes	Echantillon	Gamme de mesure	Incubation	Durée de vie (mois)
PEPTIDE PROCOLLAGENE III N TERMINAL	Microplaque P3NP-ELISA	ELISA	96	Sérum/Plasma 30 µL	0.036-30 µg/L	3h TA Agit	12
PEPTIDE PROCOLLAGENE III N TERMINAL	Microplaque P3NP-EL-US*	ELISA	96	Sérum/Plasma ⁽¹⁾ 30 µL	0.036-30 µg/L	3h TA Agit	12

* Pour usage recherche seulement.

** Sur demande

⁽¹⁾ urine possible

AUTO-IMMUNITÉ

	Séparation Référence	Méthode	Nombre de tubes	Echantillon	Gamme de mesure	Incubation	Durée de vie (semaines)
ANTICORPS ANTI-INSULINE	PEG AAI	RIP	100	Sérum/Plasma 50 µL	-	2h + 10 min TA	6
ANTICORPS ANTI-RECEPTEUR DE L'ACETYLCHOLINE	Radiorécepteur test ACHR-AB	RRA	25	Sérum/Plasma 5 µL	-	2h TA + 2h or 18-24h 2-8°C	6
ANTICORPS ANTI-RECEPTEUR DE LA TSH	Tubes revêtus TR-AB-CT	RIA	60	Sérum 100 µL	0,33-40 U/L	2+1h TA Agit	6
ANTICORPS ANTI-THYROGLOBULINE	Tubes revêtus TGAB I STEP	RIA	96	Sérum 20 µL	6-2000 UI/mL	1h30 TA Agit	8
ANTICORPS ANTI-TPO	Tubes revêtus TPO-AB-CT	RIA	50	Sérum 50 µL	8-10000 U/mL	1h TA Agit	10
ANTICORPS ANTI-VGCC	Précipitation par 2e anticorps VGC/25	RIA	25	Sérum 25 µL	-	1h+1h TA	8
ANTICORPS ANTI-VGKC	Précipitation par 2e anticorps VGK/25	RIP	25	Sérum 50 µL	-	16-20h +1h30 TA	8
ANTICORPS ANTI-MUSK	Précipitation MSK/TR	RIP	100	Sérum 5 µL	-	18h TA + 2h 2-8°C	6

ENDOCRINOLOGIE / HYPERTENSION

	Séparation Référence	Méthode	Nombre de tubes	Echantillon	Gamme de mesure	Incubation	Durée de vie (semaines)
ALDOSTERONE	Tubes revêtus ALDO-RIACT	RIA	100	Sérum/Plasma 200 µL (1)	7-1500 pg/mL	3h TA Agit	9
ANGIOTENSINE I	Tubes revêtus REN-CT2P	RIA	96	Plasma 500 µL	0,15-25 ng/mL	90 min TA Agit	7
RENINE	Tubes revêtus RENINE	IRMA	100	Plasma 300 µL	1-320 pg/mL	3h TA Agit	6

(1) Urine possible

DIABÈTE

	Séparation Référence	Méthode	Nombre de tubes	Echantillon	Gamme de mesure	Incubation	Durée de vie (semaines)
ANTICORPS ANTI-INSULINE	PEG AAI	RIP	100	Sérum/Plasma 50 µL	-	2h + 10 min TA	6
C-PEPTIDE	Tubes revêtus IRMA-CPEP	IRMA	100	Sérum/Plasma (1) 50 µL	0,012-6 nmol/L	2h TA Agit	8
INSULINE	Tubes revêtus BI-INS-IRMA	IRMA	100	Sérum/Plasma 50 µL	0,2-500 µUI/mL	2h TA Agit	6

(1) Urine possible

FERTILITE / REPRODUCTION / AXE HYPOTHALAMO-HYPOPHYSAIRE

	Séparation Référence	Méthode	Nombre de tubes	Echantillon	Gamme de mesure	Incubation	Durée de vie (semaines)
ACTH	Phase solide ELSA ELSA-ACTH	IRMA	96	Plasma 200 µL	2-2000 pg/mL	18-22h TA	7
ANDROSTENEDIONE	Tubes revêtus R-GM-100	RIA	100	Sérum 25 µL	0,05-10 ng/mL	1h 37°C	9
CORTISOL	Tubes revêtus CORT-CT2	RIA	100	Sérum/Salive 20 µL /150 µL	20-2000 nmol/L (serum) 1-100 nmol/L (salive)	2h 37°C (serum) 30 min (salive)	9
ESTRADIOL	Tubes revêtus ESTR-CTRIA	RIA	100	Sérum/Plasma 100 µL	4-5000 pg/mL	2h30 TA Agit	9
ESTRADIOL (ULTRASENSIBLE) (1)	Tubes revêtus ESTR-US-CT	RIA	100	Sérum/Plasma 200 µL	5-2000 pmol/L	1h + 1h 37°C	7
FβHCG (LIBRE)	Phase solide ELSA-FβHCG	IRMA	96	Sérum/Plasma 100 µL	0,04-50 ng/mL	1+2h TA Agit	7
HCG	Tubes revêtus RIagnost OCPM03-HCG	IRMA	100	Sérum/Plasma 100 µL	0-1000 mUI/mL	<i>Dosage qualitatif</i> 10min + 10min TA Agit <i>Dosage quantitatif</i> 30min + 60min TA Agit	10
17-OH-PROGESTERONE	Tubes revêtus OHP-CT	RIA	100	Sérum/Plasma 25 µL	0,09-75 nmol/L	2h30 37°C	7
PROGESTERONE	Tubes revêtus PROGEST-RIA	RIA	96	Sérum 50 µL	0.05-36 ng/mL	2h 37°C	8
SHBG	Tubes revêtus SHBG-RIACT	IRMA	100	Sérum/Plasma 10 µL	0,5-200 nmol/L	30 +30 min TA Agit	11
TESTOSTERONE	Tubes revêtus TESTO-CT2	RIA	100	Sérum 25 µL	0,3-50 nmol/L	1h 37°C	13

(1) Sensibilité 5 pmol/L

ONCOLOGIE

	Séparation Référence	Méthode	Nombre de tubes	Echantillon	Gamme de mesure	Incubation	Durée de vie (semaines)
AFP	Phase solide ELSA ELSA2-AFP	IRMA	96	Sérum / Plasma / Liquide amniotique 50 µL	0,5-800 ng/mL	30+30 min TA Agit	7
	Tubes revêtus RIAGnost OCFA07-AFP	IRMA	100	Sérum/Plasma 50 µL	0.3-800 UI/mL	15+15 min TA Agit	10
CALCITONINE	Tubes revêtus IRMA-hCT	IRMA	100	Sérum 200 µL	1,5-1500 pg/mL	20-24h TA	4
CA 125	Phase solide ELSA ELSA-CA 125 II	IRMA	96	Sérum/Plasma 100 µL	0,5-500 U/mL	18h TA	7
CA 15-3	Phase solide ELSA ELSA-CA 15-3	IRMA	96	Sérum/Plasma 20 µL	0,2-240 U/mL	1+1h TA Agit	7
CA 19-9	Phase solide ELSA ELSA-CA 19-9	IRMA	96	Sérum/Plasma 100 µL	1,5-240 U/mL	3h 37°C + 3h ou 16-24h TA Agit	7
CA 50	Tubes revêtus RIAGnost OCFM07 - CA50	IRMA	100	Sérum/Plasma 50 µL	0,4-180 U/mL	2+2h TA Agit	7
CA 72-4	Phase solide ELSA ELSA-CA 72-4	IRMA	96	Sérum/Plasma 100 µL	0,8-100 U/mL	4h TA Agit + 16h-20h 2-6°C	7
CEA	Tubes revêtus CEA-RIACT	IRMA	100	Sérum/plasma 50 µL	1-200 ng/mL	1h TA Agit	6
CHROMOGRANINE A	Tubes revêtus CGA-RIACT	IRMA	100	Sérum/Plasma 50 µL	1,5-1200 ng/mL	18-20h TA + 2h TA Agit	9
CYFRA 21-1	Phase solide ELSA ELSA-CYFRA-	IRMA	48	Sérum 100 µL	0,05-63 ng/mL	18-22h 2-8°C	7
ESTRADIOL (ULTRASENSIBLE) (1)	Tubes revêtus ESTR-US-CT	RIA	100	Sérum/Plasma 200 µL	5-2000 pmol/L	1h + 1h 37°C	7
FBHCG (LIBRE)	Phase solide ELSA ELSA-FBHCG	IRMA	96	Sérum/Plasma 100 µL	0,04-50 ng/mL	1+2h TA Agit	7
HCG	Tubes revêtus RIAGnost OCPM03-HCG	IRMA	100	Sérum/Plasma 100 µL	0-1000 mUI/mL	<i>Dosage qualitatif</i> 10min + 10min TA Agit <i>Dosage quantitatif</i> 30min + 60min TA Agit	10
NSE	Phase solide ELSA ELSA-NSE	IRMA	96	Sérum 50 µL	0,3-200 ng/mL	3h TA Agit	6
PSA	Tubes revêtus PSA-RIACT	IRMA	100	Sérum/Plasma 50 µL	0,3-100 ng/mL	2h TA Agit	5
PSA (LIBRE)	Tubes revêtus FPSA-RIACT	IRMA	50	Sérum/Plasma 100 µL	0,16-20 ng/mL	16-20h TA Agit	5
THYROGLOBULINE	Tubes revêtus THYRO	IRMA	100	Sérum/Plasma 100 µL	0,2-500 ng/mL	3h TA Agit + 16-20h TA ou 16h TA	6

(1) Sensibilité 5 pmol/L

OS / CROISSANCE

	Séparation Référence	Méthode	Nombre de tubes	Echantillon	Gamme de mesure	Incubation	Durée de vie (semaines)
HGH	Tubes revêtus HGH-RIACT	IRMA	100	Sérum 50 µL	0,01-25,2 ng/mL	2h TA Agit	7
IGF1	Tubes revêtus IGF1-RIACT	IRMA	100	Sérum/Plasma 50 µL	1-1000 ng/mL	2+2h TA Agit	10
OSTEOCALCINE	Tubes revêtus OSTEO-RIACT	IRMA	100	Sérum/Plasma 50 µL	0,4-300 ng/mL	2h TA Agit	7
PTH (1)	Phase solide ELSA-PTH	IRMA	96	Sérum/Plasma 200 µL	0,7-1500 pg/mL	16-20h TA	6

(1) Protocole per-opérateur rapide

THYROÏDE

	Séparation Référence	Méthode	Nombre de tubes	Echantillon	Gamme de mesure	Incubation	Durée de vie (semaines)
ANTICORPS ANTI-HTG	Tubes revêtus TGAB I STEP	RIA	96	Sérum 20 µL	6-2000 UI/mL	1h30 TA Agit	8
ANTICORPS ANTI-RECEPTEUR DE LA TSH	Tubes revêtus TR-AB-CT	RIA	60	Sérum 100 µL	0,3-40 U/L	2+1h TA Agit	6
ANTICORPS ANTI-TPO	Tubes revêtus TPO-AB-CT	RIA	50	Sérum 50 µL	8-10000 U/mL	1h TA Agit	10
CALCITONINE	Tubes revêtus IRMA-hCT	IRMA	100	Sérum 200 µL	1,5-1500 pg/mL	20-24h TA	4
T3	Tubes revêtus RIAGnost OCFE07-T3 / OCFE57-T3	RIA	100 / 500	Sérum/Plasma 50 µL	0.1-7.5 ng/mL	45 min TA Agit	10
Adaptable sur l'automate RIA-MAT SR300, protocole disponible sur demande, contacter iva@cisbio.com							
T3 LIBRE	Tubes revêtus RIAGnost OCFH07-FT3 / OCFH57-FT3	RIA	100 / 500	Sérum 50 µL	0.6-50 pg/mL	2h TA Agit	9
Adaptable sur l'automate RIA-MAT SR300, protocole disponible sur demande, contacter iva@cisbio.com							
T4	Tubes revêtus RIAGnost OCPG07-T4 / OCPG57-T4	RIA	100 / 500	Sérum/Plasma 20 µL	2.5-360 ng/mL	45 min TA Agit	10
Adaptable sur l'automate RIA-MAT SR300, protocole disponible sur demande, contacter iva@cisbio.com							
T4 LIBRE	Tubes revêtus RIAGnost OCFD03-FT4 / OCFD53-FT4	RIA	100 / 500	Sérum 100 µL	0.5-70 pg/mL	30+60 min TA Agit	9
T4 LIBRE	Tubes revêtus OCFD03-FT4-K / OCFD53-FT4-K	RIA	100 / 500	Sérum 50 µL	0.73-70 pg/mL	45 min 37°C Agit	9
Adaptable sur l'automate RIA-MAT SR300, protocole disponible sur demande, contacter iva@cisbio.com							
TBG	PEG RIAGnost OCRU03-TBG	RIA	100	Sérum/Plasma 20 µL	0-80 µg/mL	30 min TA	13
THYROGLOBULINE	Tubes revêtus THYRO	IRMA	100	Sérum/Plasma 100 µL	0,2-500 ng/mL	3h TA Agit + 16-20h TA ou 16-20h TA	6
TSH (1)	Tubes revêtus RIAGnost OCPLO7-TSH / OCPLO57-TSH	IRMA	100 / 500	Sérum/Plasma 200 µL	0.03-65 µUI/mL	2h TA Agit	8
Adaptable sur l'automate RIA-MAT SR300, protocole disponible sur demande, contacter iva@cisbio.com							

(1) Standard optionnel 100 µUI/mL

AUTRES PRODUITS

	Séparation Référence	Méthode	Nombre de tubes	Echantillon	Gamme de mesure	Incubation	Durée de vie (semaines)
GASTRINE	Précipitation par 2e anticorps GASK-PR	RIP	100	Sérum/Plasma 100 µL	10-1500 µU/mL	2h + 15 min TA	7
PEPTIDE PROCOLLAGENE III N TERMINAL	Tubes revêtus OCFK07-PIIIP	RIA	100	Sérum/Plasma 20 µL	0,1-14 U/mL	2+3h TA Agit	6
TRYPSINE	Précipitation par 2e anticorps OCFE07-TRYPS	RIP	100	Sérum 100 µL	8-1300 ng/mL	3h + 30 min TA	8

Pour des informations supplémentaires, merci de visiter notre site www.cisbio.com