

4^{ème} Challenge : Octobre 2014

RDV le **30 dec** pour connaître les gagnants

... Et encore toutes nos félicitations à l'équipe de S. Borron – gagnante du 3^{ème} Challenge



CODE CHALLENGE HELIX	SORTIE Oct 2014	Nov	Dec
11972	16		
12420	11		
12083	10		
11919	7		
11573	6		
12276	6		
12231	6		
11856	5		
11479	4		
12421	4		
11554	4		
11910	4		
11829	4		
12460	4		
11582	4		
12316	4		
12525	3		
11652	3		
11583	3		
12468	2		
12145	2		
11745	2		
11567	2		
12320	2		
12459	2		
11585	2		
12415	2		
11838	2		
12329	2		
12466	2		
12414	2		
12087	2		
12515	1		
12097	1		
12392	1		
11642	1		
11749	1		

CODE CHALLENGE HELIX	SORTIE Oct 2014	Nov	Dec
11749	1		
11923	1		
12438	1		
12435	1		
12416	1		
12237	0		
11967	0		
11653	0		
11664	0		
12514	0		
11645	0		
11572	0		
11647	0		
12500	0		
12393	0		
11498	0		
11801	0		
12314	0		
12424	0		
12432	0		
12163	0		
11549	0		
12440	0		
12434	0		
12441	0		
11781	0		
11922	0		
11867	0		
11839	0		
11568	0		
15480	0		
11731	0		
11565	0		
12404	0		
12433	0		
12431	0		
12409	0		
11882	0		
12419	0		



1^{er} lot : 400€ pour un congrès scientifique

2^{ème} lot : Un bon d'achat de 100€ en produits Promega

3^{ème} lot : Un portoir timer & freezer

* Comptes remis à 0 pour le 4^{ème} Challenge. Réinscription automatique pour tous les participants du Challenge, exceptée pour l'équipe gagnante qui ne peut gagner plus d'une fois ces challenges.